



Användarhandbok för

magellan

Dokumentnummer: 30225418

2021-11

Dokumentutgåva: 1.4

Programvarurevisioner:



magellan: 7.5

magellan Tracker: 7.5



30225418 04



VARNING
LÄS NOGA IGENOM OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA I DENNA
MANUAL INNAN DU ANVÄNDER INSTRUMENTET.

Anmärkning

Vi har gjort vårt bästa för att undvika fel i texter och diagram. Tecan Austria GmbH tar dock inte något ansvar för eventuella fel som kan förekomma i detta dokument.

Tecan Austria GmbH har som policy att förbättra produkter när ny teknik och nya komponenter blir tillgängliga. Tecan Austria GmbH förbehåller sig därför rätten att när som helst ändra specifikationerna baserat på adekvata verifieringar, valideringar och godkännanden.

Vi tar gärna emot eventuella kommentarer om innehållet i denna handbok.



Tillverkare

Tecan Austria GmbH
Untersbergstr. 1A
A-5082 Grödig, Österrike
T: +43 6246 89 330
F: +43 6246 72 770
www.tecan.com
E-post: office.austria@tecan.com

Upphovsrättsinformation

Innehållet i denna manual tillhör Tecan Austria GmbH och får inte kopieras, reproduceras eller överföras till annan person eller andra personer utan föregående skriftligt tillstånd.

Copyright © Tecan Austria GmbH
Med ensamrätt.
Tryckt i Österrike.

Deklaration om EC-godkännande

Tillhandahålls på begäran.

Avsedd användning för magellan

Se 1.2 Avsedd användning för magellan.

Om denna manual

magellan är ett universellt paket för reducering av data som används för att analysera data som genereras från analyser av mikroplattor. Detta är endast konstruerat för professionell användning.

Denna manual beskriver hur man:

- Installerar programvaran
- Använder programvaran

Anmärkning om skärmbilder

Det kan hända att versionsnumret som visas på skärmbilderna inte stämmer överens med numret på den aktuella utgåvan. Skärmbilder ersätts endast om innehållet som har att göra med programmet har ändrats.

Varningar, uppmaningar om försiktighet och anmärkningar

Följande typer av meddelanden används i den här publikationen. De belyser viktig information eller varnar användaren om eventuellt farliga situationer:



Anmärkning
Anger användbar information.



FÖRSIKTIGHET
**ANGER RISK FÖR SKADA PÅ INSTRUMENTET ELLER DATAFÖRLUST
OM INSTRUKTIONERNA INTE FÖLJS.**



VARNING
**ANGER RISK FÖR ALLVARLIG PERSONSKADA, DÖDSFALL ELLER
SKADA PÅ UTRUSTNINGEN OM INSTRUKTIONERNA INTE FÖLJS.**














OBSERVERA
**DIREKTIV 2012/19/EU OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER
INNEHÅLLER ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA PRODUKTER
(WEEE)**

**RISK FÖR ICKE ÖNSKVÄRDA MILJÖEFFEKTER TILL FÖLJD AV
AVFALLSHANTERING.**

- **KASTA INTE ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING BLAND VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL.**
- **UTTJÄNT ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING SKA SAMLAS IN SEPARAT.**

Symboler

	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	CE-märkning om överensstämmelse
	Se användarhandboken
	Medicinteknisk produkt avsedd för <i>in vitro</i> -diagnostik
	Märkningen United Kingdom Conformity Assessed visar att produkten följer gällande bestämmelser i Storbritannien.
	Unik enhetsidentifiering UDI-symbolen identifierar databäraren på etiketten.
	Katalognummer
	Serienummer
	WEEE-symbol
	Kina RoHS-symbol

Innehållsförteckning

1. Inledning	9
1.1 Tillämpningsområde	9
1.2 Avsedd användning för magellan	10
1.3 Användarprofil	10
1.3.1 Professionell användare – administratörsnivå	10
1.3.2 Slutanvändare eller rutin användare	10
1.4 Specifikationer	11
1.4.1 Systemkrav	11
1.4.2 Kompatibilitet med läsare	12
1.5 Installationsprocedur för programvara	12
1.5.1 Automatisk installationsprogram	12
1.5.2 Installation Qualification (Installationskvalificering) – IQ	13
1.5.3 Operation Qualification (Driftskvalificering) – OQ	13
1.5.4 Systemåterställning	14
1.5.5 Automatisk avinstallation av programvara	15
1.5.6 Cybersäkerhetsinformation	16
2. Börja arbeta med magellan	17
2.1 Användargränssnitt – Guide-lista	17
2.2 Komponenter och termer – magellans grundläggande logik	19
2.2.1 Filtyper som används med magellan	19
2.2.2 Mapphantering	20
2.2.3 Standardelement	21
2.2.4 Knappen Help (Hjälp)	21
2.2.5 Dialogrutan Välkommen	22
2.2.6 Genvägslista	22
2.3 Starta magellan	23
2.3.1 Start av standardversion	23
2.3.2 Start av Trackerversion	23
2.4 Ansluta ett instrument	24
2.4.1 Ansluta till SUNRISE-instrument	24
2.4.2 Ansluta till INFINITE F50-instrument	25
2.4.3 Licensiera magellan	27
2.4.4 Registreringsguiden	27
3. Instrumentkontroll och inställningar	31
3.1 Instrumentalternativ	31
3.1.1 Movements... (Förflyttning)	31
3.1.2 Temperature Control... (Temperaturkontroll)	31
3.2 Inställningar och servicealternativ	32
3.2.1 Change Instrument... (Byt instrument)	32
3.2.2 Define Filter Slides... (Definiera filterhållare)	32
3.3 Log Files (Loggfiler)	32
4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)	33
4.1 Inledning	33
4.2 Definiera mätparametrarna	34
4.2.1 Mättyper - SUNRISE	35
4.2.2 Mätparametrar - SUNRISE	35
4.2.3 Mätparametrar - INFINITE F50	37
4.3 Definiera utvärdering	39

4.3.1	Fönstret Create/Edit Method Overview (Skapa/redigera metodöversikt)	39
4.3.2	Metodlayout: Hur man definierar en plattlayout.....	42
4.3.3	Metodlayout: Koncentration, spädning och referensvärden	47
4.3.4	Förhandsberäkning: Reducering av spektradata.....	50
4.3.5	Transformed data (Transformerad data): Lägg till ny transformation	53
4.3.6	Kinetik: Reducering av kinetiska data	56
4.3.7	Kinetiska transformationer: Lägg till nya kinetiska transformationer.....	60
4.3.8	Koncentrationer:Standardkurva.....	60
4.3.9	Concentration transformation (Koncentrationstransformationer): Lägg till nya koncentrationstransformationer.....	65
4.3.10	Utvärdera data: Definition av cutoff	65
4.3.11	Utvärdera data: QC-validering.....	67
4.3.12	Datahantering: Dataexport	68
4.3.13	Datahantering: Utskriven rapport	73
4.3.14	Datahantering: Automatiserad datahantering.....	78
4.3.15	Miscellaneous (Övrigt):Användarprompt	82
4.3.16	Miscellaneous (Övrigt): Nummerformat.....	83
4.3.17	Miscellaneous (Övrigt): Metodanteckningar	83
4.4	Spara metoden.....	83
4.4.1	Lösenordsskydd av metoder	84
4.5	Metoder med flera plattor	85
5.	Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)	87
5.1	Inledning.....	87
5.2	Create/Edit a Sample ID List (Skapa/redigera en prov-ID-lista)	87
5.2.1	Skapa ny prov-ID-lista).....	88
5.2.2	Import/Edit a Sample ID List (Importera/redigera en prov-ID-lista).....	89
5.2.3	Importera en prov-ID-lista.....	95
5.2.4	Spara prov-ID-listan	103
6.	Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning)	105
6.1	Inledning.....	105
6.2	Erhålla rådata.....	106
6.2.1	Erhåll rådata med SUNRISE-instrumentet	106
6.2.2	Erhåll rådata med INFINITE F50-instrumentet	106
6.3	Use Predefined Method (Använd fördefinierad metod)	107
6.4	Start Favorite (Starta Favorit).....	107
6.5	Starta mätning med en fördefinierad eller favoritmetod	109
6.6	Measurement Status (Mätstatus).....	113
7.	Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat).....	115
7.1	Inledning.....	115
7.2	Select a File (Välj en fil)	115
7.2.1	Kriterier för filval	116
7.3	Fönstret Workspace Overview (Översikt över arbetsyta)	117
7.4	Fliken Evaluate Results (Utvärdera resultat)	119
7.4.1	Menyer	119
7.4.2	Verktygsfältet: File (Fil)	120
7.4.3	Verktygsfältet: Edit (Redigera)	124
7.4.4	Verktygsfältet: Instrument.....	125
7.4.5	Fönstret plattlayout.....	125
7.4.6	Särskilda karaktärer	126
7.4.7	Kontrollfält Instrumentdata	126
7.4.8	Kontrollfält Reducerade data.....	126
7.4.9	Kontrollfält Transformerad data.....	127

7.4.10	Kontrollfält Kinetiska parametrar.....	127
7.4.11	Kontrollfält Koncentrationer	128
7.4.12	Kontrollfält Kvalitativa resultat.....	132
7.4.13	Kontrollfält Prov-ID:n	132
7.4.14	Kontrollfält Metodlayout	132
7.4.15	Kontrollfält QC-validering.....	132
7.4.16	Kontrollfält Miscellaneous (Övrigt).....	132
7.4.17	Box för färgskala.....	132
7.4.18	Sammanhangsberoende meny för en brunn	132
7.5	Fliken Edit Method (Redigera metod)	138
7.6	Spara de utvärderade resultaten	138
8.	Guiden Bifoga underskrift.....	139
8.1	Inledning.....	139
8.2	Signera en fil	139
9.	Ikonen Miscellaneous (Övrigt).....	141
9.1	Instrument control (Instrumentkontroll)	141
9.2	File handling (Filhantering)	141
9.2.1	Arkivfiler.....	141
9.2.2	Importera rådata	144
9.2.3	Konvertera till.....	145
9.2.4	Konvertera från.....	146
9.2.5	Save Log Files (Spara loggfiler)	147
9.3	Alternativ	148
9.3.1	Standarddatasökvägar	149
9.3.2	Alternativ för kopiering/export.....	150
9.3.3	Inställningar för plattvy.....	151
9.3.4	Övrigt.....	153
9.4	User Administration (Användaradministration) - magellan Tracker.....	155
9.4.1	Lägg till/ändra användare (magellan Tracker)	156
9.4.2	Lägg till/ändra roll	158
9.4.3	Audit trail för användaradministration	159
9.4.4	Alternativ för användaradministration	160
9.4.5	Sammanfattning av användaradministration	162
9.5	User Administration (Användaradministration) - magellan Standard.....	163
9.5.1	Lägg till/ändra användare (magellan Standard).....	164
9.5.2	Inloggning.....	164
9.5.3	Ändra användare	164
9.6	Användarrättigheter	165
9.7	Information om magellan	170
10.	Ytterligare funktioner för magellan Tracker	171
10.1	User administration (Användaradministration).....	171
10.1.1	Audit Trail	171
10.2	Filhantering	172
10.2.1	Spara en fil	172
10.2.2	Ändra en metodfil eller en arbetsyta	172
10.2.3	Öppna en fil	172
10.2.4	Öppna en fil som skapats på en annan PC – Lägg till HUID:er	172
10.3	Systemets Audit Trail	173
11.	Beräkningar	175
11.1	Utvärdera resultaten – Beräkningsprocedur	175
11.1.1	Statistik.....	176

11.2	Reducering av spektradata	176
11.2.1	Matematisk beskrivning.....	176
11.3	Hur man skriver en formel.....	177
11.3.1	Inledning.....	177
11.3.2	Formelvariabler	177
11.3.3	Formulefunktioner	180
11.3.4	Grundläggande funktioner.....	181
11.3.5	Statistiska funktioner	182
11.3.6	Eliminationsfunktioner	184
11.3.7	Andra funktioner.....	187
11.3.8	Spektrafunktioner	187
11.3.9	Exempel	188
11.4	Typer av analys av standardkurvor	189
11.4.1	Definitioner.....	189
11.4.2	Parametrar för analystyp.....	190
11.4.3	Felmeddelanden	190
11.4.4	Point to point (Punkt-till-punkt)	190
11.4.5	Linear Regression (Linjär regression)	190
11.4.6	Non-Linear Regression (Icke-linjär regression)	191
11.4.7	Polynomial (Polynom)	192
11.4.8	Kubisk spline	192
11.4.9	Akima	193
11.4.10	LogitLog	193
11.4.11	Fyra parametrar	195
11.4.12	Fyra parametrar – Marquardt	196
11.4.13	Fem parametrar – Marquardt	196
11.4.14	Viktning för fyra/fem parametrar – Marquardt/Polynomial Fit	197
11.5	Beräkning i spädningsserien	198
11.5.1	Upptäckt av spädningsserier	198
11.5.2	Curve Parameter Calculation (Beräkning av kurvparameter)	198
11.5.3	Calculation of IC Values (Beräkning av IC-värden)	198
12.	Exempel på tillämpning.....	199
12.1	Steg-för-steg exempel: Kvantitativ ELISA.....	199
12.1.1	Provsatsbeskrivning	199
12.1.2	Create a Method (Skapa en metod)	200
12.1.3	Kör metoden.....	213
12.1.4	Evaluate the Result (Utvärdera resultat)	214
12.1.5	Sammanfattning av definitionen av kvantitativ ELISA i magellan	216
13.	Ordlista med termer.....	217
	Register.....	221
	Varumärken	224
	Tecan kundsupport.....	227

1. Inledning

1.1 Tillämpningsområde

magellan är en **programvara för styrning av läsare och dataanalys** för analysering av data som genereras av mätningar med en Tecan plattläsare i enkelläge för absorptions (t.ex. SUNRISE och INFINITE F50) för användning vid in vitro-diagnostik.



Anmärkning

Det är viktigt att notera att enbart en korrekt installation av instrumentet och magellan-programvaran inte garanterar överensstämmelse med gällande förordningar. Motsvarande riktlinjer för processer och standardiserade tillvägagångssätt (SOP, standard operating procedures), inklusive validering och kvalitetskontroll måste också etableras.

magellan är utformad för att användas med de operativsystem och Microsoft Office-versioner som anges i kapitel 1.4.1 Systemkrav . Om ytterligare program installeras kan funktionaliteten i enlighet med IVD för Europa- och föreskrifterna i FDA inte garanteras.



Anmärkning

För att förhindra missbruk av användarrättigheter och förfalskning av data rekommenderas användaradministratören att inte ha magellan-rättigheter. Användaradministratören bör helst vara en del av IT-avdelningen.



Anmärkning

Kundernas systemadministratör är ansvarig för alla ändringar som görs i datorns operativsystem. Kunden måste se till att lämpliga användarrättigheter har ställts in för att undvika att data manipuleras eller raderas utanför magellan-programvaran.



Anmärkning

magellan är utformat för att användas med en dator. Det är inte avsett att integreras i ett nätverk.



Anmärkning

Eventuella allvarliga incidenter som har inträffat i samband med enheten och programvaran ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

1.2 Avsedd användning för magellan

magellan är en programvara för styrning av läsare och dataanalys för analysering av data som genereras av mätningar med en Tecan plattläsare i enkelläge för absorbans (t.ex. SUNRISE och INFINITE F50) för användning vid in vitro-diagnostik.

Programvaran **magellan** är avsedd att användas främst för absorbansmätningar och utvärdering av kvalitativa, semikvantitativa och kvantitativa IVD-analyser. Programvaran **magellan** kan programmeras av användaren; programvaran måste konfigureras av användaren i enlighet med analysinstruktionerna.

Produkten är avsedd för yrkesmässig laboratorieanvändning av utbildad personal. Produkten är inte avsedd för hemmabruk eller användning av privatpersoner.

magellan är tillgängligt i två versioner:

- **magellan**
- **magellan Tracker**

magellan Tracker erbjuder all nödvändig funktionalitet som krävs för att uppfylla föreskrifterna i FDA 21 CFR part 11 utöver **magellans** funktionalitet.



Anmärkning

magellan är tillgängligt i två versioner: magellan och magellan Tracker.
För att underlätta hänvisningen i denna bruksanvisning är **magellan-versionen markerad som magellan Standard.**

1.3 Användarprofil

1.3.1 Professionell användare – administratörsnivå

Administratören är en person med lämplig teknisk utbildning och motsvarande erfarenhet och färdigheter. Om produkten används som avsett kan denna person identifiera och undvika farliga situationer.

Administratören har omfattande kunskaper och kan instruera slutanvändare eller rutin användare gällande analysprotokoll med en Tecan-produkt inom dess avsedda användningsområde.

Vana vid datorprogram och goda kunskaper i engelska krävs.

1.3.2 Slut användare eller rutin användare

Slutanvändaren eller rutin användaren är en person med lämplig teknisk utbildning och motsvarande färdigheter och erfarenhet. Om produkten används som avsett kan denna person identifiera och undvika farliga situationer.

Vana vid datorprogram och goda språkkunskaper i respektive nationellt språk vid installationsplatsen samt i engelska krävs.



Anmärkning

Information om utbildningsdatum, utbildningarnas längd och hur ofta de genomförs finns tillgänglig via kundsupport.
Adress och telefonnummer finns i användarhandboken och på nätet:
<http://www.tecan.com/customer-support>

1.4 Specifikationer

1.4.1 Systemkrav

Följande krav måste uppfyllas för att använda **magellan**:

	Stöds	Rekommenderat
PC	PC kompatibel med Windows med en processor kompatibel med Pentium på 1 GHz (Dual Core).	2 GHz (Dual Core)
Operativsystem	Windows 10 (32-bitars)	
	Windows 10 (64-bitars) Versioner: Pro	
Minne	Windows 10 (32-bitars): 1 GB RAM	2 GB RAM
	Windows 10 (64-bitars): 2 GB RAM	4 GB RAM
Ledigt utrymme på hårddisk	3 GB	5 GB
Bildskärm	Super VGA-grafikkort	
Upplösning	1024 x 600 och högre	1920 x 1080
Färgdjup	256	
Mus	Microsoft-mus eller kompatibelt pekdon	
Kommunikation	1 x USB 2.0	2 x USB 2.0 1 x RS232 (seriell)
Enheter	Windows 10: DirectX 9 grafikkort med WDDM 1.0 eller högre	
.NET	Microsoft NET Framework 3.5: I Windows 10 uppmanas användaren att installera det nödvändiga .NET Framework (3.5) om det inte redan finns.	
Windows Installer	3.1 Om den här versionen inte finns kommer programmet för installation/uppgradering att installera den.	
Microsoft Excel	2007, 2010, 2013, 2016 (32-bitars), 2019 (32-bitars), Microsoft Excel 365 (32-bitars) Endast 32-bitarsutgåvor stöds! Startutgåvor stöds INTE!	2010 (32-bitars) 2019 (32-bitars)

1.4.2 Kompatibilitet med läsare

Följande Tecan-läsare kan användas med **magellan**:

Instrumenttyper	Mätläge
SUNRISE	Absorbans
INFINITE F50	Absorbans

1.5 Installationsprocedur för programvara

1.5.1 Automatisk installationsprogram

magellan installeras av ett automatiskt installationsprogram. Alla nödvändiga komponenter installeras automatiskt.

Starta magellan_Setup.exe för att påbörja installationen.

- I det första fönstret i guiden InstallShield Wizard visas de komponenter som krävs för att installera magellan. Klicka på **Install (Installera)** för att fortsätta. **Windows 10:** Om det nödvändiga .NET Framework (3.5) inte finns med, uppmanas användaren att starta installationen. Välj **Install this feature (Installera den här funktionen)** (en internetanslutning krävs). Om användaren hoppar över installationen kommer installationen av magellan inte att lyckas.
- Ett **Välkomstfönster** visas med information om programvaran och installationsprocessen. Klicka på **Next (Nästa)** för att fortsätta.
- Nästa fönster visar **License Agreement (Licensavtalet)**. Läs igenom **License Agreement (Licensavtalet)** och klicka på **I agree (Jag godkänner)** för att acceptera och fortsätta.
- Därefter visas fönstret **Customer Information (Kundinformation)**. Om du redan har köpt programvaran anger du ditt serienummer nu och klickar på **Next (Nästa)**. Om du inte har ett serienummer än klickar du fortfarande på **Next (Nästa)** för att fortsätta installationen. Du kan registrera dig senare (se kapitel 2.4.3 Licensiera magellan).
- Därefter visas fönstret **Destination Folder (Målmapp)**. Standardinställningssökvägen visas. Klicka på **Browse (Bläddra)** för att ändra standarddestinationen om så önskas. Klicka på **Next (Nästa)** för att fortsätta.
- Därefter visas fönstret **Language Selection (Språkval)**. Välj önskat språk.
- I fönstret **Use For Regulated Environments (Används i reglerade miljöer)**, välj magellan **Standard** eller magellan **Tracker**, beroende på vilken version du har beställt, för att installera programvaran. Klicka på **Next (Nästa)** för att fortsätta.
- Installationsprogrammet är nu redo för installation. Klicka på **Next (Nästa)** för att starta installationen.
- Klicka på **Finish (Slutför)** för att avsluta installationen och stänga installationsprogrammet.

Programvaran kan startas via Windows **Start**-menyn genom att välja magellan.

Installationsprogrammet upptäcker automatiskt en tidigare installation av **magellan**. Den gamla versionen måste avinstalleras innan du kan installera en ny magellan-version. Avinstallationen kan utföras automatiskt med hjälp av installationsguiden (se även kapitel 1.5.5 Automatisk avinstallation av programvara).

**Anmärkning**

Det är väldigt viktigt att personen som installerar programvaran har administratörsrättigheter på datorn.

**Anmärkning**

Om en äldre version av magellan ska installeras måste den aktuella versionen avinstalleras helt innan den äldre versionen kan installeras från början.

1.5.2 Installation Qualification (Installationskvalificering) – IQ

Det är rekommenderat att använda det automatiska installationskvalificeringsprogrammet för att kontrollera att installationen av **magellan** har lyckats.

Starta **magellan IQ.exe** från Windows start-menyn: **Start > Programs > Tecan > magellan IQ** eller direkt från filsystemet i den standardinställningsvägen som anges i installationsprogrammet (vanligtvis, **C:\Program Files\Tecan\magellan**).

Installationskvalificeringsprogrammet upptäcker automatiskt den installerade versionen av **magellan**. Klicka på **Check (Kontrollera)** för att börja installationskvalificeringen.

IQ-verktyget visar tillståndet för alla installerade komponenter. Det finns tre möjliga tillstånd: **Successful (Lyckad)**, **Warning (Varning)** och **Failed (=Error) (Misslyckad (=Fel))**. Om eventuella fel rapporteras, kontakta din lokala kundtjänst för support.

Efter slutförd kontroll är det möjligt att skapa en rapport som innehåller den information som visas av IQ-verktyget. Förutom informationen i IQ-verktyget innehåller rapporten ett signaturfält så att rapporten kan sparas och skrivas ut i revisionsändamål. Klicka på knappen **Report (Rapport)**: **File > Report (Fil > Rapport)** för att skapa en rapport. Rapporten kan sparas som en PDF-fil och andra filtyper.

Klicka på **Cancel (Avbryt)** eller **Exit (Avsluta)** för att stänga installationskvalificeringsprogrammet.

**Anmärkning**

Installationskvalificeringen bör upprepas varje gång magellan installeras, uppdateras till en nyare version, eller om det underliggande systemet uppdateras eller ändras.

1.5.3 Operation Qualification (Driftskvalificering) – OQ

Utöver kontrollen av installationskvalificeringen rekommenderar Tecan också att **magellans** beräkningsförmåga testas. För det här syftet innehåller installationsmediet för **magellan** en arbetsyta och en rapportfil.

Öppna OQ-arbetsytan för den installerade **magellan**-versionen och skriv ut rapporten. Den nyligen utskrivna rapporten måste vara identisk med motsvarande OQ PDF-rapport (förutom tid och datum).

Om de två rapporterna inte är identiska, kontakta din lokala återförsäljare för support.

1.5.4 Systemåterställning

För att reparera en skadad installation av **magellan** efter ett maskinvarufel är det viktigt att påbörja säkerhetskopieringen av data i förväg.

Systemåterställning med säkerhetskopieringsprogram för data

Säkerhetskopiering av data utförs vanligtvis med säkerhetskopieringsprogram för data. Detta gör det möjligt att spara hela systemet, inklusive alla data, så att det kan återställas när som helst.

En detaljerad beskrivning och exakta instruktioner finns i Windows Help (för Windows säkerhetskopieringspaket) eller i den medföljande dokumentationen.

magellan-licensen är bunden till datorns maskinvara, vilket innebär att den kan bli ogiltig efter ett maskinvarubyte. Du bör därför kontrollera att din licens fortfarande är giltig efter en systemåterställning. Detta kan göras i dialogrutan **About magellan (Information om magellan)** genom att starta registreringsguiden och kontrollera om det registrerade serienumret och licensnumret fortfarande är giltiga. Om du får ett felmeddelande ska du kontakta Tecans kundsupport för att få ett nytt licensnummer.

Manuell systemåterställning

I de fall där en fullständig återställning av systemet inte är möjlig med säkerhetskopieringsprogrammet (t.ex. på grund av att maskinvaruförändringarna är för omfattande eller för att en annan version av Windows-operativsystemet installerades på den nya datorn), måste **magellan** installeras om och flera filer måste kopieras från en säkerhetskopia.

Då består systemåterställningsprocessen av följande steg:

1. Installera magellan
2. Starta magellan och definiera magellan-administratören
3. Ange användaren och användarrättigheterna på nytt.
4. Kopiera magellan.ini-filen från säkerhetskopian.
5. Kopiera magellan-metoderna från säkerhetskopian.
6. Kopiera prov-ID-listorna från säkerhetskopian.
7. Kopiera arbetsytorna från säkerhetskopian.
8. Kopiera exporterad data från säkerhetskopian.

När maskinvaruförändringarna och en omlicensering för magellan Tracker har slutförts får användaren information om att filerna kommer från en annan dator när användaren öppnar metodfilerna och arbetsytorna som skapats under den gamla licensen. För att lösa detta problem följer du den detaljerade beskrivningen i kapitel 10.2.4 Öppna en fil som skapats på en annan PC – Lägg till HUID:er.

Datasäkerhet

För att se till att stegen i systemåterställningen ovan kan slutföras snabbt bör en säkerhetskopia upprättas i tid. Säkerhetskopian bör innehålla **magellan**-metoder, arbetsytor, prov-ID-listor, exporterad data, audit trail-filer, system audit trail-filer, UserManagement.xml-filen, filerna i katalogen Pdfx och filen magellan.ini. Innehållet i säkerhetskopian ska alltid vara uppdaterat. Tecan rekommenderar att du använder alternativet **Auto Archiving (Automatisk arkivering)** för säkerhetskopiering av metoder, arbetsytor och prov-ID-listor. Du hittar information om Auto Archiving (Automatisk arkivering) i kapitel 9.2.1 Arkivfiler/Automatic Archiving (Automatisk arkivering).

Sökvägar i magellan – Windows 10

magellan.ini	C:\Users\Public\Documents\Tecan\magellan
Metoder	Standardsökväg C:\Users\Public\Documents\Tecan\magellan\mth eller enligt inställningen i dialogrutan Options (Alternativ) .
Arbetsytor	C:\Users\Public\Documents\Tecan\magellan\wsp eller enligt inställningen i dialogrutan Options (Alternativ) .
Prov-ID-listor	C:\Users\Public\Documents\Tecan\magellan\smp eller enligt inställningen i dialogrutan Options (Alternativ) .
Exporterad data	C:\Users\Public\Documents\Tecan\magellan\asc eller enligt inställningen i dialogrutan Options (Alternativ) .
Audit trail-filer	Sökväg som visas i dialogrutan Audit Trail (under användaradministration).
Systemets Audit Trail	Sökväg enligt 10.3 Systemets Audit Trail
Användarhantering	C:\ProgramData\Tecan\Tecan User Management\v1.1\UserManagement.xml
Pdfx-filer	C:\Users\Public\Documents\Tecan\Pdfx

1.5.5 Automatisk avinstallation av programvara

Programvaran **magellan** kan tas bort med hjälp av Windows standardrutin för avinstallation:

- Stäng **magellan**
- Välj **Add/Remove Programs (Lägg till/ta bort program)** från **Inställningar - Kontrollpanelen** i **Windows start-meny**.
- Välj ikonen för **magellan** och klicka på **Remove (Ta bort)**.

Under borttagningen får du frågan om delade komponenter ska tas bort eller inte. Om **Yes (Ja)** väljs, kommer **magellan** att avinstalleras helt och andra Tecan-program kommer inte längre att fungera. Det skadar inte ditt system om du låter dessa komponenter vara kvar. Om du är osäker på vad du ska göra föreslår vi att du inte tar bort de delade komponenterna. När du klickar på **Yes (Ja)** eller **No (Nej)** avinstalleras programvaran **magellan**.



Anmärkning

Vid borttagning av alla delade komponenter tas även data för användaradministration bort. Vissa Tecan-program, till exempel EVOware, kommer inte längre att fungera och måste installeras om.

1.5.6 Cybersäkerhetsinformation



FÖRSIKTIGHET

DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT VIDTA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA SYSTEMET FRÅN CYBERSÄKERHETSHOT.

VID INSTALLATION AV VIRUSSKYDDSPROGRAM ELLER SÄKERHETSRELATERADE UPPDATERINGAR AV OPERATIVSYSTEMET BÖR DU FÖLJA REKOMMENDATIONERNA FRÅN DEN LOKALA IT-AVDELNINGEN. SÄKERHETSKOPIERA MAGELLAN-FILER INNAN DU PÅBÖRJAR UPPDATERINGAR. KÖR INSTALLATIONSKVALIFICERING (IQ), DRIFTSKVALIFICERING (OQ) OCH PRESTANDAKVALIFICERING (PQ) AV MAGELLAN EFTER VARJE SYSTEMÄNDRING.

Säkerhetskopiera dina data

Vikten av att säkerhetskopiera filer som kan återhämtas i händelse av en ransomware-attack kan inte överdrivas. Se till att skapa destruktionsbeständiga säkerhetskopior av dina kritiska system och data. Det finns många verktyg och tjänster tillgängliga för säkerhetskopiering, återställning (av tidigare filversioner) och återställning av filer. Se också till att regelbundet testa att säkerhetskopiorna fungerar.

Använd magellans arkivfunktion eller egna verktyg för att säkerhetskopiera magellan-datafiler. För detaljerad beskrivning, se kapitel 9.2.1 Arkivfiler.

Hantera och kontrollera privilegierad tillgång till data

För att minimera risken för att autentiseringsuppgifter avslöjas och missbrukas bör du implementera unika lokala administratörslösenord på alla system, separera och skydda privilegierade konton och minska de omfattande behörigheterna i fildatabaserna.

Använd standard Windows-operatörer (inte administratörer) för att använda magellan.

Använd magellan Tracker-funktionen för att kontrollera åtkomst och ytterligare skydda programmet.

Driftskvalificering

Utöver kontrollen av installationskvalificeringen rekommenderar Tecan också att magellans beräkningsförmåga testas. För detaljerad beskrivning, se kapitel 1.5.3 Operation Qualification (Driftskvalificering) – OQ

2. Börja arbeta med magellan

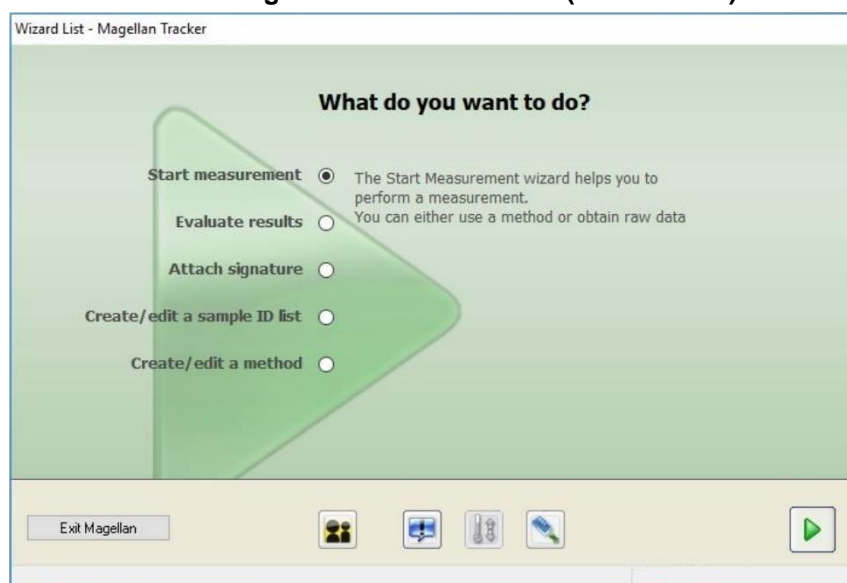
magellans standardguider representerar arbetsflödesmoduler. De är steg-för-steg-guider för komplexa procedurer.


I vissa fall finns menyer tillgängliga i rubrikfältet. **Menu (Meny)** erbjuder ett konventionellt sätt att använda programvaran: det relevanta menyalternativet väljs från huvudmenyerna. Alla efterföljande åtgärder startas omedelbart, annars visas en dialogruta där ytterligare val eller poster kan göras.

2.1 Användargränssnitt – Guide-lista

Den huvudsakliga typen av användargränssnittet i **magellan** är guiden.

När du har startat **magellan** visas **Wizard List (Guide-listan)**:



Varje guide kan startas antingen genom att dubbelklicka eller genom att välja den och klicka på knappen **Next (Nästa)**. 

Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning)

Start Measurement wizard (Guiden Starta mätning) inkluderar följande alternativ:

- **Obtain Raw Data (Erhåll rådata)** används för att snabbt och enkelt generera rådata genom att ställa in de nödvändiga mätparametrarna och sätta igång en mätning.
- **Use Predefined Method (Använd fördefinierad metod)** används för att utföra mätningar baserat på metoder som skapats tidigare.
- **Start favorite (Starta favorit)** används för att välja en av de mest använda metoderna från listan med numrerade ikoner.

För detaljerad beskrivning, se kapitel 6 Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning).

Efter slutförd mätning skapas en arbetsyta.

Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)

Evaluate Results wizard (Guiden Utvärdera resultat) används för att visa rådata och för att utvärdera resultaten. Du kan se utvärderingsparametrarna och utvärdera data på nytt.

2. Börja arbeta med magellan

För detaljerad beskrivning, se kapitel 7 Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat).

Attach Signature Wizard (Guiden Bifoga underskrift)

Attach Signature wizard (Guiden Bifoga underskrift) används för att signera metoder och arbetsytor. Den här metoden är bara tillgänglig med **magellan** Tracker.

För detaljerad beskrivning, se kapitel 8 Guiden Bifoga underskrift.

Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

Create/Edit a Sample ID list wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista) används för att skapa nya och redigera befintliga prov-ID-listor.

För detaljerad beskrivning, se kapitel 5 Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista).

Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Create/edit a method wizard (Guiden Skapa/redigera en metod) används för att definiera eller redigera metoder.

För detaljerad beskrivning, se kapitel 4 Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod) .

Ikoner



Ikon: Ändra nuvarande användare

Om användaradministrationen är aktiv (se kapitel 9.4 User Administration (Användaradministration) - magellan Tracker och kapitel 9.5 User Administration (Användaradministration) - magellan Standard) klickar du på den här ikonen för att logga ut den nuvarande användaren och logga in en ny användare.

Med **magellan** Standard är användaradministrationen valfri. Med **magellan** Standard är användaradministrationen obligatoriskt.



Ikon: Miscellaneous (Övrigt)

Klicka på ikonen **Miscellaneous (Övrigt)** för att välja följande alternativ:

	Instrument control (Instrumentkontroll)		Options (Alternativ)
	File handling (Filhantering)		User administration (Användaradministration)
	About magellan (Information om magellan)		

- **Instrument control (Instrumentkontroll)** ger snabb tillgång till flera instrumentfunktioner, service och inställningsalternativ. Se avsnitt 3 Instrumentkontroll och inställningar..
- **File handling (Filhantering)** används för att flytta filer till en arkivplats, konvertera filer från eller till en annan **magellan**-version och för att importera rådata från en ASCII-fil. Se avsnitt 9.2 File handling (Filhantering).
- **Options (Alternativ)** används för att anpassa vissa standardinställningar som sökväg för skapade filer, alternativ för urklipp och Excel-kopiering, plattvyn och guiden övrigt, uppstart, inställningar för språk och lösenord. Se avsnitt 9.3 Alternativ.
- **User administration (Användaradministration)** används för att lägga till eller inaktivera användare och för att ställa in eller ändra användarrättigheter.

Se kapitel 9.4 User Administration (Användaradministration) - magellan Tracker, respektive kapitel 9.5 User Administration (Användaradministration) - magellan Standard.

- **About magellan (Information om magellan)** tillhandahåller licensinformation och information om den installerade versionen och de installerade komponenterna. Registrering kan begäras genom att starta **Register wizard (Registreringsguiden)** (se kapitel 2.4.3 Licensiera magellan).

Stäng fönstret Miscellaneous (Övrigt) för att gå tillbaka till **wizard list (guide-listan)**.



Ikon: Temperature control (Temperaturkontroll)

Använd den här ikonen för att ställa in måltemperaturen för det anslutna instrumentet.

För detaljerad beskrivning, se kapitel 3.1.2 Temperature Control... (Temperaturkontroll)



Ikon: Move plate (Flytta platta)

Använd den här ikonen för att placera plathållaren i eller flytta den ut ur instrumentet.

2.2 Komponenter och termer – magellans grundläggande logik

2.2.1 Filtyper som används med magellan

Följande filtyper används med **magellan**.

Som standard lagras alla filtyper som är associerade med **magellan** i underkataloger i lämplig katalog:

...\All Users\Documents\Tecan\

Underkatalogerna visas i tabellen nedan:

Type of File (Typ av fil)	File Extension (Filändelse)	Directory (Katalog)
Workspace (Arbetsyta)	.wsp	\magellan\wsp
Method (Metod)	.mth	\magellan\mth
Sample ID List (Prov-ID-lista)	.smp	\magellan\smp
Export Files (Exportfiler)	.asc	\magellan\asc
Standard Curve (Standardkurva)	.std	\magellan\wsp
Plate Definition (Plattdefinition)	.pdf .pdfx	\Reader\Pdf \Pdfx

För en detaljerad beskrivning av metoder, prov-ID-listor, arbetsytor och standardkurvor, se kapitel 4 Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod), 5.2.3 Importera en prov-ID-lista och 7 Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat).

2. Börja arbeta med magellan



Anmärkning
INFINITE F50-instrument använder filformatet .pdfx, medan SUNRISE-instrument använder .pdf.








Anmärkning
De tillgängliga menyerna och verktygsfältet varierar beroende på vilken typ av fil som för närvarande är öppen.

2.2.2 Mapphantering

I **magellan**, är det möjligt att skapa en användarspecifik mappstruktur för att spara filer (metoder, arbetsytor, standardkurvor och prov-ID-listor) i vilken mapp som helst i Windows Explorer. Nya mappar kan skapas genom att högerklicka och välja **New folder (Ny mapp)** från den sammanhangsberoende menyn. Filer och mappar kan flyttas/klippas/kopieras på samma sätt som i Windows Explorer.

Symboler för filtyper

magellan använder följande symboler för metoder, arbetsytor, standardkurvor och prov-ID-listor i fönstret för filvyn:

	Method (Metod)
	Standard Curve (Standardkurva)
	Workspace (Arbetsyta)
	Password protected method (Lösenordsskyddad metod)
	Sample ID List (Prov-ID-lista)

magellan Tracker

Standardsökvägar för att spara nyligen skapade filer kan ställas in via: Hemsidan för **Wizard list (Guide-lista)** → knappen **Miscellaneous (Övrigt)** → knappen **Options (Alternativ)** → fliken **Paths (Sökvägar)**.

Användare kan skapa nya mappar i vilken mapp som helst i Windows Explorer under lagringsprocessen.

I fönstret **Save (Spara)** öppnas mappen som anges av filens standardsökväg automatiskt när en ny fil skapas. Om en befintlig fil ändras öppnas sökvägen till den aktuella platsen för filen. Det är dock möjligt att spara filer i vilken mapp som helst i Windows Explorer, eller i en nyligen skapad mapp.

magellan Tracker

Användare av **magellan** med administratörsrättigheter kan ställa in standardsökvägar för att spara nyligen skapade filer via: Hemsidan för **Wizard list (Guide-lista)** → knappen **Miscellaneous (Övrigt)** → knappen **Options (Alternativ)** → fliken **Paths (Sökvägar)**. Dessa standardsökvägar gäller för alla användare.

Användare kan skapa nya undermappar endast med Windows-administratörsrättigheter och endast i den mapp som anges i standardsökvägen under lagringsprocessen.

I fönstret **Save (Spara)** öppnas mappen som anges av filens standardsökväg automatiskt när en ny fil skapas. Om en befintlig fil ändras öppnas sökvägen till den aktuella platsen för filen. Det är dock endast möjligt att spara filer i standardmappen, eller i en befintlig eller nyligen skapad mapp.

2.2.3 Standardelement

Varje guide visar i tur och ordning ett antal fönster där all nödvändig information, inställningar och möjligheter till datainmatning finns.

Standardelement i en magellanguide

För att navigera från ett fönster till ett annat finns det flera knappar längst ner på guiden:

Knappen Back (Bakåt)	Knappen Back (Bakåt) används för att navigera tillbaka till det föregående fönstret inom en guide.
Knappen Next (Nästa)	Knappen Next (Nästa) används för att navigera framåt till nästa fönster inom en guide.
Knappen Finish (Slutför)	Knappen Finish (Slutför) används för att navigera vidare till fönstret Save (Spara) i guiden.
Knappen Save (Spara)	Knappen Save (Spara) finns endast i det sista fönstret i en guide och ersätter knappen Next (Nästa). Den används för att avsluta guiden och spara alla ändringar, eller för att starta en process.
Knappen Cancel (Avbryt)	Knappen Cancel (Avbryt) används för att avsluta en guide utan att spara några ändringar i inställningar eller dokument.
Knappen Help (Hjälp)	Knappen Help (Hjälp) öppnar hjälpfönstret.

Standardelement i Microsoft Windows

Knappen OK	Den här knappen bekräftar inställningarna, tillämpar och sparar ändringarna och stänger dialogrutan.
Knappen Cancel (Avbryt)	Den här knappen stänger dialogrutan utan att spara några ändringar i inställningar eller dokument.
Knappen Help (Hjälp)	Klicka på knappen Help (Hjälp) för att öppna magellan onlinehjälp.

Information om statusfältet

Statusfältet visar följande information:

- Aktuell information om kommando
- Användarnamn på den inloggade användaren.
- Namn på det anslutna instrumentet. Till exempel: Sunrise
- Metod: mätläge och enhet. Till exempel: Absorbans [OD]
- Arbetsyta: datum och tid för mätningen. Till exempel: 27.11.2002 14:13:03
Antal utvalda brunnar. Till exempel: 3 brunnar utvalda
- Information om tangentbordets status: aktivitet för tangentbordets växelknappar: CAP (caps lock), NUM (Numeric block lock), SCRL (Scroll lock)
- Ikon för status för instrumentanslutning

2.2.4 Knappen Help (Hjälp)

Klicka på knappen **Help (Hjälp)** eller tryck på "F1" för att öppna **magellan** onlinehjälp.

2. Börja arbeta med magellan

2.2.5 Dialogrutan Välkommen

Varje guide börjar med dialogrutan **Welcome (Välkommen)**, som ger en kort introduktionsbeskrivning av den procedur som ska utföras.

Rensa kryssrutan **Show welcome page (Visa välkomstsida)** för att dölja välkomstsidor när du startar guider i framtiden.

2.2.6 Genvägslista

SHIFT+B	Knappen Back (Bakåt)
SHIFT+N	Knappen Next (Nästa)
ESC	Knappen Cancel (Avbryt)
ENTER	Knappen Next (Nästa) eller Finish (Slutför), om det är ett aktivt fönster
F1	Hjälpmeny
CTRL+C eller CTRL+INSERT	Copy (Kopiera)
CTRL+V or SHIFT+INSERT	Paste (Klistra in)
CTRL+X	Cut (Klipp ut)
CTRL+Y	Redo (Gör om)
CTRL+Z	Undo (Ångra)
DEL	Radera innehållet i den aktiva brunnen (redigera prov-ID, redigera formel)
CTRL+SHIFT	Visa formeln för den utvalda brunnen när transformationsresultatet visas (Guiden Evaluate Results (Utvärdera resultat)).

2.3 Starta magellan

2.3.1 Start av standardversion

Utför följande steg för att starta **magellan**:

1. Se till att ett instrument är anslutet eller välj ett simulerat instrument.
2. I Windows **Start**-menyn väljer du programgruppen **Tecan** och klickar på ikonen **magellan**.
3. **magellan** startar.



Anmärkning

magellan kan köras med ett anslutet instrument eller i demoläge, där det simulerar ett instrument. Om du vill ansluta till ett instrument (se kapitel 2.4 Ansluta ett instrument), sätt på instrumentet innan du startar magellan.



Anmärkning

Innan du börjar arbeta med magellan rekommenderar vi att du läser versionsinformationen för magellan för att se om det finns några fel i programmet.

2.3.2 Start av Trackerversion



Anmärkning

När magellan Tracker används måste systemet för användaradministration anpassas av en utsedd administratör, som ansvarar för att skapa användarkonton och tilldelning av användarrättigheter. Administratören måste alltid utbildas av Tecan eller en organisation auktoriserad av Tecan.

Logga in för första gången med magellan Tracker

När **magellan Tracker** startas för första gången visas en dialogruta som informerar användaren om att en **User Administrator (Användaradministratör)** måste skapas först. Klicka på **OK** och dialogrutan **Create Administrator (Skapa administratör)** visas.

Fyll i textfälten och klicka på **OK** för att spara inställningarna. Minst en användaradministratör måste skapas.



FÖRSIKTIGHET

**OM ANVÄNDARADMINISTRATÖRENS LÖSENORD GLÖMS BORT KAN
INSTÄLLNINGARNA FÖR ANVÄNDARADMINISTRATIONEN INTE
ÄNDRAS OCH MAGELLAN MÅSTE INSTALLERAS OM HELT.**

**VI REKOMMENDERAR ATT MINST TVÅ ANVÄNDARADMINISTRATÖRER
SKAPAS.**

För alla ytterligare användardefinitioner i användaradministrationen (t.ex. användarrättigheter), se kapitel 9.4 User Administration (Användaradministration) - magellan Tracker, och kapitel 9.5 User Administration (Användaradministration) - magellan Standard.

2. Börja arbeta med magellan

Lösenord

Ursprungliga lösenord (endast magellan Tracker)

När en användare loggar in för första gången måste lösenordet tilldelat av administratören ändras.

Efter det att användaren har angivit **User name (Användarnamn)** och **Password (Lösenord)** och klickat på **OK**, visas meddelandet "Your initial password is only valid once. You have to change the password!" (Ditt ursprungliga lösenord är bara giltigt en gång. Du måste byta lösenord!) Klicka på **OK**. Fönstret **Change Password (Byt lösenord)** tvingar användaren att ange ett nytt lösenord.

Utgånget lösenord (endast magellan Tracker)

När giltighetstiden för lösenordet har gått ut uppmanas användaren att ange ett nytt lösenord.

Se kapitel 9.4.4 Alternativ för användaradministration.

Inloggning

När användaradministrationen har aktiverats visas dialogrutan **Login (Inloggning)** varje gång **magellan** startar.

Dialogrutan **Login (Inloggning)** innehåller följande element:

Textrutan Username (Användarnamn)	Ange ditt Användar-ID
Textrutan Password (Lösenord)	Ange ditt Lösenord

Klicka på knappen **GO (Gå)** för att starta eller på knappen **Cancel (Avbryt)** för att avsluta **magellan**.

Programmet låst

Om programmet inte har använts under den angivna maximala tidsperioden (användardefinierad endast i **magellan** Tracker), kommer det att låsas för användning. Ett lösenord måste anges för att låsa upp programmet.

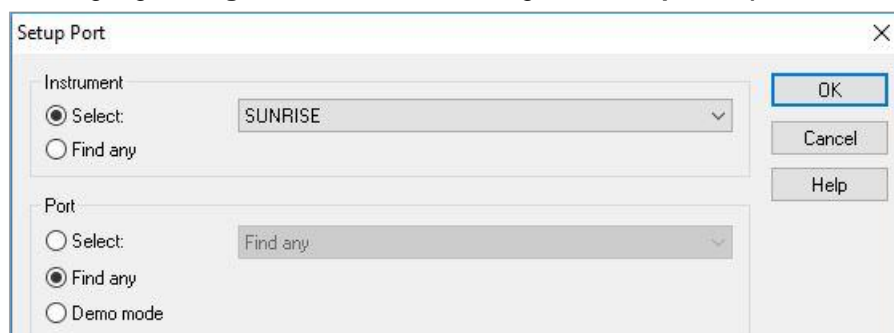
2.4 Ansluta ett instrument

2.4.1 Ansluta till SUNRISE-instrument

Anslut instrumentet till datorn enligt beskrivningen i bruksanvisningen för instrumentet och slå på instrumentet innan du börjar **magellan**.

Första gången magellan startas

Första gången **magellan** startas visas dialogrutan **Setup Port (Portinställning)**:



Instrument	Välj det anslutna instrumentet i rullgardinsmenyn eller välj Find any (Leta upp).
Port	Välj lämplig COM port från rullgardinsmenyn eller välj Find any (Leta upp) och klicka på OK .

Change Instrument (Byt instrument)

Klicka på ikonen **miscellaneous (Övrigt)** i guide-listan och **instrument control (Instrumentkontroll)** i listan miscellaneous (Övrigt). Välj **Change instrument (Byt instrument)** från **Setup & Service (Inställning och service)** för att ansluta ett instrument eller för att ändra det anslutna instrumentet.

Demoläge

Om **inget instrument** är anslutet, välj det instrument som ska simuleras från rullgardinsmenyn i grupp-rutan **Instrument** och välj **Demo mode (Demoläge)** i grupp-rutan **Port**. Klicka på **OK**. **magellan** är nu i demoläge.



Demo mode allowed (Demoläge tillåtet) (i dialogrutan **Options (Alternativ)**) är valt som standard.

I demoläget är det möjligt att utföra alla funktioner förutom faktiska mätningar.

2.4.2 Ansluta till INFINITE F50-instrument

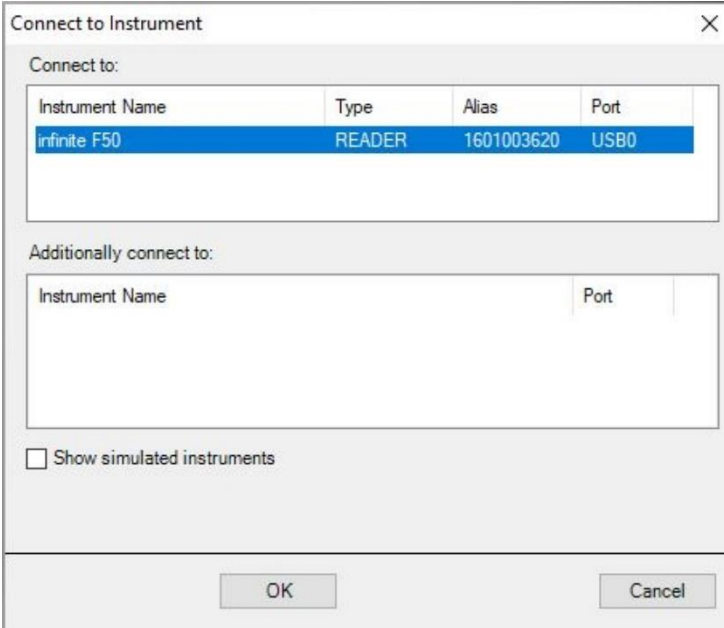
Första gången magellan startas

Första gången **magellan** startas visas dialogrutan **Setup Port (Portinställning)**:



Välj **INFINITE F50** i grupp-rutan **Instrument** i dialogrutan **Setup Port (Portinställning)**. Klicka på **OK** för att visa dialogrutan **Connect to Instrument (Anslut till instrument)**.

2. Börja arbeta med magellan

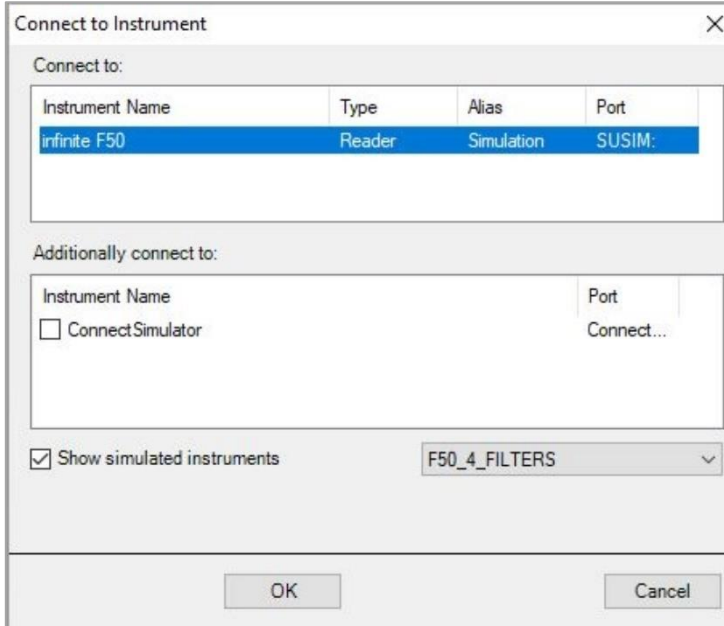


Instrument Name	Type	Alias	Port
infinite F50	READER	1601003620	USB0

Välj instrumentet och klicka på **OK**.

Demoläge

Om **inget instrument** är anslutet, välj det instrument som ska simuleras från rullgardinsmenyn i grupprutan **Instrument** i dialogrutan **Setup Port (Portinställning)**:



Instrument Name	Type	Alias	Port
infinite F50	Reader	Simulation	SUSIM:

I demoläget markerar du kryssrutan **Show simulated instruments (Visa simulerade instrument)** och det önskade instrumentet i rullgardinsmenyn, klicka på instrumentets namn och klicka på **OK**.

2.4.3 Licensiera magellan



Anmärkning

magellan kan användas oregistrerad under 30 arbetsdagar. Om magellan inte har registrerats efter denna period, kommer alternativen spara och utskrift att avaktiveras.

Licensieringen av **magellan** görs med hjälp av guiden **Register magellan (Registrera magellan)**. Om **magellan** inte har blivit registrerad, kommer denna guide att automatiskt starta varje gång programmet startas.

Guiden **Register magellan (Registrera magellan)** kan också öppnas via ikonen **miscellaneous (Övrigt)** på startsidan för guide-listan. (**miscellaneous** → **About magellan** → **Register**).

För att kunna registrera **magellan**, behövs ett serienummer från magellan, maskinvarans (PC) identifikationsnummer (HUID) och ett licensnummer.

För att licensiera **magellan** finns det två möjligheter:

1. Programvaran har köpts. Serienumret levereras tillsammans med programvaran.

När serienumret har angetts i dialogrutan **register magellan (Registrera magellan)** fyller du i registreringsformuläret för att påbörja begäran om licensnummer. Det ifyllda registreringsformuläret skickas tillsammans med det individuella HUID-numret till Tecan Austria. HUID-numret skapas av programvaran och läggs automatiskt till i registreringsformuläret. Det är relaterat till Windows systemenhetsnummer.

När du har fått licensnumret måste du starta registreringsguiden igen och ange numret. Guiden **Register magellan (Registrera magellan)** bekräftar licensnumret och visar en summering av användarinformationen: Klicka på knappen **Finish (Slutför)** för att slutföra registreringen. **magellans** funktioner kommer därefter att vara fullt åtkomliga för användaren.

2. Programvaran levererades som en demoversion tillsammans med instrumentet. En registrering är möjlig efteråt (inget serienummer levereras).

För att köpa **magellan** och få ett serienummer väljer du alternativet **Order magellan to obtain a valid license (Beställ magellan för att erhålla en giltig licens)** och fortsätt med registreringen enligt beskrivningen ovan.



Anmärkning

Det är väldigt viktigt att personen som registrerar programvaran också har administratörsrättigheter för datorns operativsystem

2.4.4 Registreringsguiden

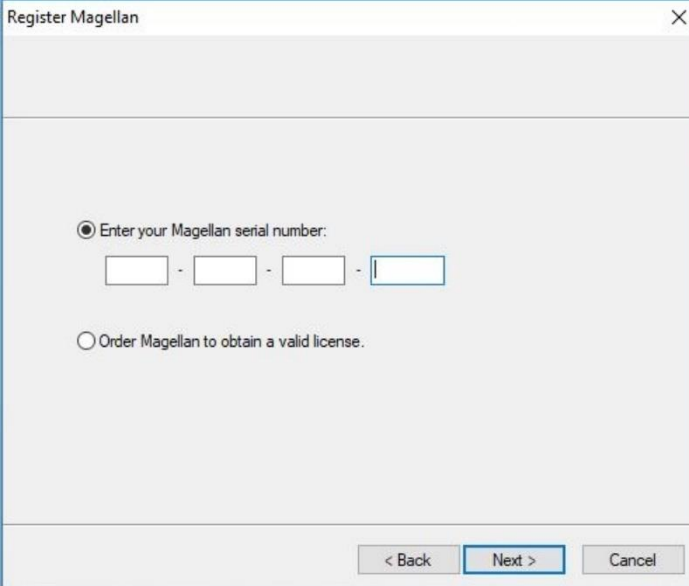
Registreringsguiden börjar med dialogrutan **Welcome (Välkommen)**, som innehåller en kort beskrivning av guiden. Klicka på **Next (Nästa)** och dialogrutan **Serial Number (Serinummer)** visas.

Serienummer och licensnummer

Beställ ett serienummer för magellan

För att köpa **magellan** och få ett serienummer väljer du alternativet **Order magellan to obtain a valid license (Beställ magellan för att erhålla en giltig licens)**. Fönstret **Registration Form (Registreringsformulär)** visas då (se kapitel Registreringsformulär nedan).

2. Börja arbeta med magellan



Register Magellan

Enter your Magellan serial number:

- - -

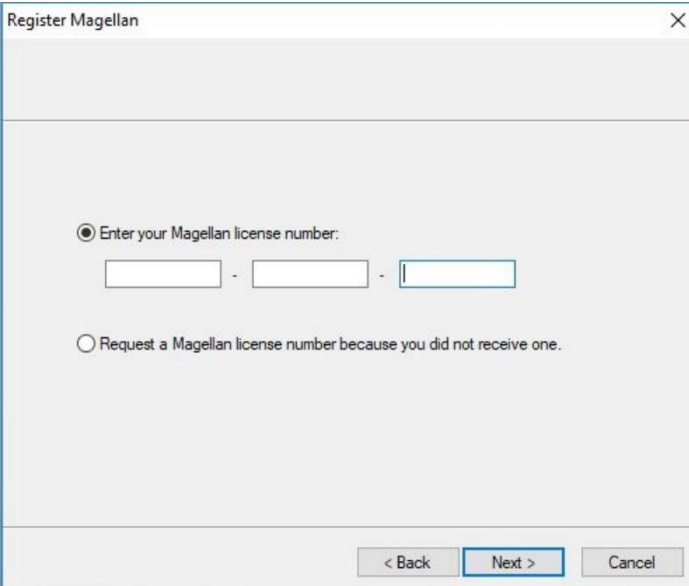
Order Magellan to obtain a valid license.

< Back Next > Cancel

magellan har redan köpts

Välj **Enter your magellan serial number (Ange ditt serienummer från magellan)**. Ange serienumret som finns på **magellans** förpackning.

Efter att du har angett serienumret, klicka på **Next (Nästa)** och dialogrutan **License Number (Licensnummer)** visas.



Register Magellan

Enter your Magellan license number:

- -

Request a Magellan license number because you did not receive one.

< Back Next > Cancel

Användare som installerar programvaran för första gången har ännu inget licensnummer och måste välja **Request a magellan license number because you did not receive one (Begär ett licensnummer för magellan eftersom du ännu inte har fått något)**. Klicka på **Next (Nästa)** och fönstret **Registration Form (Registreringsformulär)** visas.

Registreringsformulär

Fyll i registreringsformuläret . Fälten som är markerade med en asterisk är obligatoriska.

Register Magellan

Full Name: Test User *

Company / Institution: Tecan Austria

Street Address 1: Untersbergstrasse 1a *

Street Address 2:

ZIP, City / Town: 5082 Groedig * Country: Austria *

Telephone: Fax:

E-Mail: test.user@tecan.com

Area of Work (Life Science/Clinical Diagnostic/Other):

Used Tecan Instruments: SUNRISE Add

Detection Modes: Absorbance Add

I want to receive information material from Tecan.

< Back Next > Cancel

Klicka på **Next (Nästa)** och fönstret med licensavtalet visas. Läs den noggrant och klicka på knappen **I agree (Jag godkänner)**.

Klicka på **Next (Nästa)** och registreringsinformationen visas.

Register Magellan

Your Registration Request Info

USER ADDRESS: Test User / Tecan Austria
Untersbergstrasse 1a
5082 Groedig / Austria
APPLICATION: Magellan, 7, 2, 1, 5
WORKSTATION: 9408G-3U335FB

E-Mail Form... Print Form... View Form...

< Back Next > Cancel

Klicka på **E-Mail Form... (Skicka formulär via e-post)** för att skicka informationen med hjälp av standardprogrammet för e-post på din dator eller klicka på **Print Form... (Skriv ut formulär)** för att skriva ut registreringsformuläret för att sedan faxa det eller skicka det med vanlig post till Tecan. Klicka på **View Form... (Visa formulär)** för att visa registreringsformuläret i WordPad eller Notepad. Inom 24 timmar får du licensnumret.

2. Börja arbeta med magellan

Slutför licensiering av magellan

När du har fått Tecans licensnummer upprepar du stegen ovan och lägger till licensnumret. Klicka på **Next (Nästa)**. Registreringsguiden bekräftar licensnumret och visar en summering av användarinformationen.

Klicka på knappen **Finish (Slutför)**. Guiden **Register magellan (Registrera magellan)** stängs och **magellans** funktioner kommer att vara fullt åtkomliga för användaren.

3. Instrumentkontroll och inställningar.

Klicka på knappen **Instrument Control (Instrumentkontroll)** i dialogrutan **Wizard List (Guide-lista)** och dialogrutan **Instrument Control (Instrumentkontroll)** visas.

Beroende på vilket instrument som är anslutet aktiveras eller inaktiveras olika instrument-, inställnings- och servicealternativ.

3.1 Instrumentalternativ

3.1.1 *Movements... (Förflyttning)*

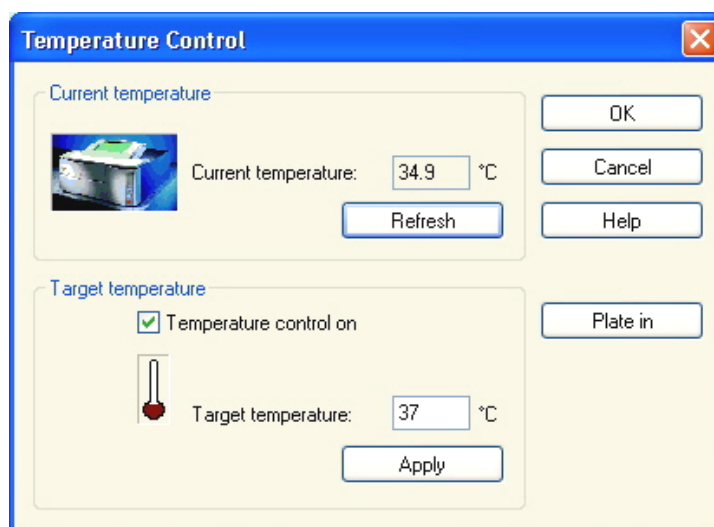
Detta öppnar dialogrutan **Movements (Förflyttning)** där det är möjligt att styra förflyttningar på platt hållaren och filterhållaren.

3.1.2 *Temperature Control... (Temperaturkontroll)*

Endast tillgänglig för instrument som är utrustade med temperaturkontroll.

Med detta alternativ kan användaren fastställa temperaturen i läsaren.

Den här dialogrutan är också tillgänglig via dialogrutan **Start Measurement (Starta mätning)** innan en mätning startas. (Se kapitel 6.5 Starta mätning med en fördefinierad eller favoritmetod).



Current temperature
(Aktuell temperatur)

Den aktuella temperaturen visas i motsvarande fält. Klicka på knappen **Refresh** (Uppdatera) för att uppdatera den aktuella temperaturen.

Target temperature
(Måltemperatur)

För att starta eller stoppa temperaturkontrollen markerar eller avmarkerar du kryssrutan och anger måltemperaturen. Klicka på **Apply** (Tillämpa) för att skicka den angivna temperaturen till instrumentet och klicka slutligen på **OK** för att stänga dialogrutan.

3.2 Inställningar och servicealternativ

3.2.1 *Change Instrument... (Byt instrument)*

I rutan **Setup & Service (Inställningar och service)** klickar du på **Change instrument... (Byt instrument)** för att öppna dialogrutan **Setup Port (Portinställning)**.

Detta alternativ gör det möjligt att ansluta **magellan** till ett instrument. Se kapitel 2.4 Ansluta ett instrument för mer detaljer.



Anmärkning

Om du ansluter ett annat instrument till datorn eller om du ändrar gränssnittsparametrarna måste du alltid välja det här menyalternativet. Inställningarna används automatiskt nästa gång programmet startas.

3.2.2 *Define Filter Slides... (Definiera filterhållare)*

Det går att definiera standardfilterhållare och anpassade filterhållare. Se motsvarande kapitel i instrumentets användarhandbok.

3.3 Log Files (Loggfiler)

När du arbetar med **magellan** skapas loggfiler. Kommunikationen mellan programvaran och instrumentet och kommunikationen mellan programvarans komponenter lagras i dessa loggfiler.

De finns i följande sökvägar:

- Loggfiler för **magellans** (kommunikation mellan enstaka komponenter i **magellan**)
Windows 10:
C:\Users\Public\Documents\Tecan\LogFiles\
- Insamling av nödvändiga loggfiler
Loggfiler kan sparas som zip-arkiv genom att välja knappen **Save Logfiles... (Spara loggfiler)** i dialogrutan **File handling (Filhantering) (Miscellaneous → File Handling)**. Zip-arkivet kan nu namnges och sparas i en angiven katalog. I händelse av mät- eller statusfel i **magellan**, innehåller detta arkiv alla data om brunnar, status (t.ex. överflöde, "lamp low") eller beräkningsfel och kan enkelt skickas till din lokala kundtjänst för support. För mer information se kapitel 9.2 File handling (Filhantering) – Spara loggfiler.
- Loggfiler för INFINITE F50 (kommunikation mellan **magellan** och INFINITE F50-instrumentet):
Windows 10:
C:\Users\Public\Documents\Tecan\LogFiles\magellan\V x.y\Instrument Serial Number
- Loggfiler för SUNRISE (RdrOle.log; kommunikation mellan **magellan** och SUNRISE-instrumentet):
Windows 10:
C:\Users\CurrentUser\AppData\Local\Temp

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

4.1 Inledning

Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod) används för att

- Skapa eller redigera metoder,
- Ställa in parametrar för mätning och utvärdering,
- Definiera plattlayouten,
- Välja format för den utskrivna rapporten och
- Ställa in parametrarna för automatiserad datahantering.

Sammanfattning av arbetsflöde

Klicka på **Continue (Fortsätt)** på **Välkomstsidan** av **Create/edit a method wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)** I nästa fönster, välj

- **Create new (Skapa ny)** om du vill definiera en ny metod eller
- **Edit (Redigera)** om du vill ändra en befintlig metod.

I fönstret **Define Measurement Parameters (Definiera mätparametrar)** kan mätparametrar ställas in. Klicka på **Define Evaluation (Definiera utvärdering)** för att definiera plattlayouten, utvärderingsparametrar, utskrift och parametrar för automatiserad datahantering. I slutet av guiden sparas den nya eller ändrade metoden som en .mth-fil.



Anmärkning

För en steg-för-steg-beskrivning om hur man skapar en metod, se Kapitel 12 Exempel på tillämpning.

Sida för filval

I guide-listan, klicka på knappen **Create/Edit a method (Skapa/redigera en metod)**. Klicka på **Next (Nästa)** på **Välkomstsidan** av **Create/edit a method wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)** och sidan **File Selection (Filval)** med följande element visas:

Knappen Create new (Skapa ny)	Välj knappen Create New (Skapa ny) för att skapa en ny metod.
Knappen Edit (Redigera)	Knappen Edit (Redigera) måste väljas för att redigera en befintlig metod.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Show (Visa) kombinationsruta	<p>I kombinationsrutan Show (Visa) kan du definiera ett filfilter för att endast få fram de metoder i listan som uppfyller de valda kriterierna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All files (Alla filer) • Files from this instrument (Filer från det här instrumentet) • My files (Mina filer): Det här alternativet är tillgängligt om användaradministrationen är aktiverad (den är alltid aktiverad i magellan Tracker). • Signed files (Signerade filer): endast tillgängliga för magellan Tracker • Example files (Exempelfiler): endast tillgängliga om de har installerats.
Listan Filename (Filnamn)	<p>Välj den metod som ska redigeras från listan Filename (Filnamn).</p> <p>Fältet Remarks (Kommentarer) bredvid varje filnamn innehåller en kort beskrivning av metoden, om den anges.</p> <p>Alla metoder som finns tillgängliga i standardmetodkatalogen visas (se kapitel9.3 Alternativ).</p>
Knappen Print Preview... (Förhandsgranskning av utskrift)	<p>Klicka på knappen Print Preview... (Förhandsgranskning av utskrift) för att öppna dialogrutan Print Preview... (Förhandsgranskning av utskrift) där en förhandsgranskning av inställningarna för den valda metoden visas och en utskrift kan startas.</p>



Anmärkning

Om ett SUNRISE-instrument är anslutet, men en INFINITE F50-metod är vald, visas dialogrutan Instrument Mismatch (Mismatchade instrument):

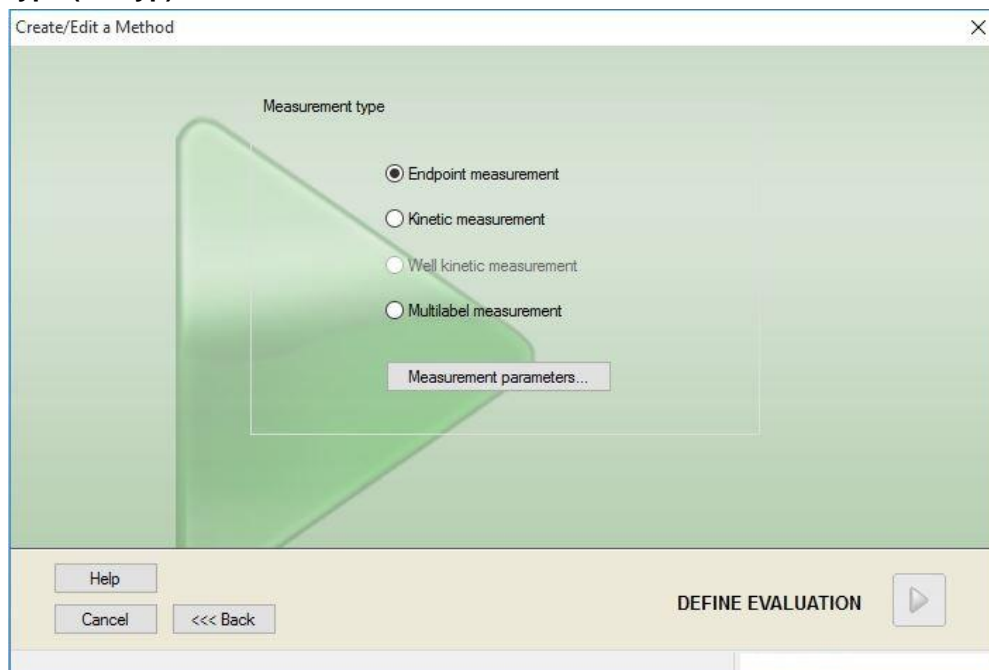
- **Anslut till rätt instrument.**

4.2 Definiera mätparametrarna

I fönstret **Measurement Parameters (Mätparameterar)** är det möjligt att ställa in alla nödvändiga parametrar för mätningen, inklusive mätläge, våglängder, läsningsläge, temperatur osv., beroende på typen av instrument som är ansluten. När du är ansluten till ett INFINITE F50-instrument, se användarhandboken för i-control för mer information om hur du definierar mätparametrar.

4.2.1 Mättyper - SUNRISE

Klicka på **Make your selection (Gör ditt val)** och dialogrutan **Measurement type (Mättyp)** visas:



Mättypen ska väljas från en lista med alternativknappar.

Fönstret **Measurement type (Mättyp)** innehåller följande element (beroende på instrumentet som är anslutet):

Grupprutan
Measurement type (Mättyp)

- Välj **Endpoint measurement** (Slutpunktsmätningar) för att utföra en enstaka mätning.
- Välj **Kinetic measurement** (Kinetisk mätning) för att utföra kinetiska mätningar per platta med en angiven intervalltid.
- Välj **Multilabel measurement** (Mätningar med multipla inmärkingar) för att utföra mätningar med multipla inmärkingar, med olika mätparametrar.

Klicka på **Measurement parameters... (Mätparametrar)** för att öppna dialogrutan **Measurement Parameter (Mätparameter)**.

4.2.2 Mätparametrar - SUNRISE

Välj önskad **Measurement type (Mättyp)** och klicka på **Measurement parameters... (Mätparameterar)** för att öppna dialogrutan Measurement Parameter (Mätningensparameter) för justering av

- Barcode (Streckkod),
- Wavelengths (Våglängder),
- Measurement parameters (read mode) (Mätparameterar - läsningsläge),
- Kinetics (Kinetik)
- Temperature (Temperatur) och
- Shaking (Skakning).

Klicka på knappen **OK** för att spara ändringarna och på knappen **Cancel (Avbryt)** för att avvisa dem.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Beroende på vilket instrument som är anslutet och mätyten som valts varierar dialogrutan **Measurement Parameters (Mätparameterar)** och de respektive flikarna som är tillgängliga.

Vid anslutning till ett Infinite-instrument, se användarhandboken för i-control.

Multilabel Measurement (Mätningar med multipla inmärknings)

Om mätyten Multilabel measurement (Mätningar med multipla inmärknings) har valts visas dialogrutan **Multilabel Measurement (Mätningar med multipla inmärknings)**

För att skapa en lista med parameterfönster måste du klicka på knappen **New (Ny)**. Dialogrutan **Measurement Parameters (Mätparameterar)** visas där ett nytt set mätparametrar kan definieras. Minst två set av mätparametrar måste skapas i dialogrutan multipla inmärknings.



Anmärkning

Om Move plate out after measurement (Flytta ut plattan efter mätning) väljs när metoden körs, visar magellan en meddelanderuta där vätskorna i plattan kan ändras och mätningen kan fortsätta. I annat fall utförs mätningen utan paus.

Mätparameteren **Comments (Kommentar)** kan användas för att märka mängden mätparametrar i listan.

Dialogrutan **Multilabel (Multipla inmärknings)** innehåller följande element:

No.	Label	Measurement parameters
1	DEF-1	Measurement mode: Absorbance;Measurerr
2	DEF-2	Measurement mode: Absorbance;Measurerr
3	DEF-3	Measurement mode: Absorbance;Measurerr

Kinetic

Number of cycles:

Interval: hh:mm:ss

Use minimum interval

Listan **Label (Märkning)**

I listan **Multilabel (Multipla inmärknings)** listas de befintliga definitionerna av mätparametrar rad för rad. I kolumnen **No. (Nr.)** räknar ett referensnummer upp de befintliga definitionerna av mätparametrar och en liten ikon visas. Kolumnen **Label (Märkning)** visar ett anpassningsbart namn (i **Measurement Parameters – General Tab – Comment to this measurement**). Kolumnen **Measurement parameters (Mätparameterar)** visar en sammanfattning av de valda mätparametrarna.

Knappen New (Ny)	Klicka på knappen New (Ny) och mätparametrarna för varje ny mätning kan definieras. Dialogrutan Measurement Parameters (Mätparametrar) visas. Definiera namn för varje märkning. I dialogrutan Measurement Parameters (Mätparameterar) används namnet som skrivits i kommentarsfältet på fliken General (Allmänt) som märkning. Alla parametrar måste anges för att definiera en ny mätning.
knappen Properties... (Egenskaper)	Klicka på knappen Properties... (Egenskaper) och alla measurement parameters (Mätparameterar) för den markerade märkningen i listan över mätparametrar visas och kan redigeras.
Knappen Delete (Radera)	Klicka på Delete (Radera) eller tryck på DEL för att radera den/de markerade mätparametern/mätparametrarna från fältet med multipla inmärkingar.
Number of cycles (Antal cykler)	Definierar antalet kinetikcykler för en kinetisk mätning med multipla inmärkingar.
Interval (Intervall)	Definierar det kinetiska intervallet eller pausen mellan märkningarna (om endast en cykel definieras).

4.2.3 Mätparametrar - INFINITE F50

Definiera slutpunktsmätningar

Följande exempel beskriver en **Absorbance Endpoint Measurement (Slutpunktsmätning för absorbans)** i alla brunnar i en mikroplatta med 96 brunnar.

1. Välj en mikroplatta med 96 brunnar från rullgardinsmenyn **Plate definition (Plattdefinition)**.
2. Som standard väljs alla brunnar i mikroplattan med 96 brunnar för mätning.
3. Ange önskad mättnings- och referensvåglängd.



Definiera mätningar med multipla inmärkingar

Följande exempel beskriver en **Absorbance Multilabel Measurement (Mätning med multipla inmärkingar för absorbans)** i alla brunnar i en mikroplatta med 96 brunnar. Tre absorbansmärkningarna ska mätas.

1. Välj en mikroplatta med 96 brunnar från rullgardinsmenyn **Plate definition (Plattdefinition)**.
2. Som standard väljs alla brunnar i mikroplattan med 96 brunnar för mätning.
3. Ange önskad mättningsvåglängd.
4. Infoga 2 eller fler **Absorbance (Absorbans)**-element och ange mättningsvåglängderna.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Part of Plate

2

Wavelength: 405 nm
Measurement: 405 nm
Reference: 405 nm
Label: Label1

Wavelength: 492 nm
Measurement: 492 nm
Reference: 405 nm
Label: Label2

Wavelength: 620 nm
Measurement: 620 nm
Reference: 405 nm
Label: Label3

Definiera kinetiska mätningar

Följande exempel beskriver en kinetisk mätning i en mikroplatta med 96 brunnar.

1. Välj en mikroplatta med 96 brunnar från rullgardningsmenyn **Plate definition (Plattdefinition)**.
2. Infoga ett **Kinetic Cycle (Kinetikcykel)**-programelement mellan delen av plattan och absorbans-elementet.
3. Cycles (Cykler)/Number of cycles (Antal cykler): 50
4. Kinetic interval (interval between measurements) (Kinetikintervall (intervall mellan mätningar)): välj **Use kinetic interval (Använd kinetikintervall)** och ange: 2 minuter 30 sekunder
5. Definiera **Absorbance (Absorbans)**-elementet genom att ange önskad mätningstvåglängd.

Part of Plate

2

3

Cycles
 Number of cycles: 50
 Duration

Kinetic Interval
 Use kinetic interval:
 Time: 00:02:30 (hh:mm:ss)
 Time: 150000 ms

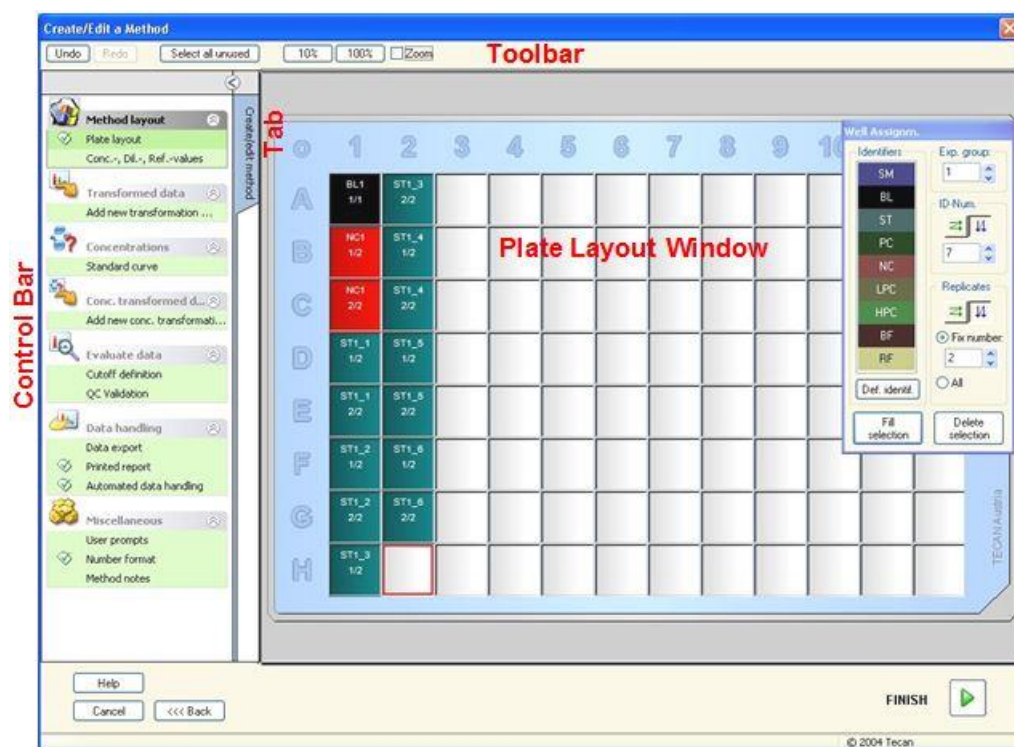
4

Wavelength: 492 nm
Measurement: 492 nm
Reference: 405 nm
Label: Label1

4.3 Definiera utvärdering

4.3.1 Fönstret Create/Edit Method Overview (Skapa/redigera metodöversikt)

I fönstret **Define Evaluation (Definiera utvärdering)** definierar användaren plattlayouten, transformationer och beräkningar, väljer format för den utskrivna rapporten och ställer in parametrarna för automatiserad datahantering.



Verktygsfältet

Överst i fönstret visas ett **Verktygsfält** med de vanligaste funktionerna beroende på de aktuellt valda alternativen:

Knappen Undo (Ångra)	Klicka på Undo (Ångra) för att ångra en tidigare åtgärd.
Knappen Redo (Gör om)	Klicka på Redo (Gör om) för att göra om den ångrade åtgärden.
Knappen Select all unused (Välj alla oanvända)	Endast i läget plattlayout: Alla oanvända brunnar på plattan är markerade.
Knappen Zoom to 10% (Zooma till 10 %)	Detta ställer in plattlayoutvyn på 10 %.
Knappen Zoom to 100% (Zooma till 100 %)	Detta ställer in plattlayoutvyn på 100 %.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Knappen Zoom mode (Zoomläge)	Använd knappen Zoom mode (Zoomläge) för att zooma in i det markerade området. Om den är aktiverad kan användaren välja ett område att zooma in i genom att markera det önskade layoutområdet. Klicka på höger musknapp för att zooma ut till 100 %.
-------------------------------------	--

Plate Layout Window (Fönstret plattlayout)

I det centrala området av fönstret **Plate Layout (Plattlayout)** visas en schematisk layout av en mikroplatta.

När en ny metod skapas väljer du brunnarna för mätningen. Ett klick med musen väljer ut en individuell brunn. De ommarkerade brunnarna förblir gråa.

För den definierade layouten visas de identifierare, transformationer och formler som valts i **Kontrollfältet** i motsvarande brunnar (se **Kontrollfältet för Create/Edit Method (Skapa/redigera meny)** nedan).

Plattlayout: Sammanhangsberoende meny

Genom att högerklicka på en brunn i plattlayouten visas en sammanhangsberoende meny för de markerade brunnarna. Följande kommandon är tillgängliga:

Meny	Beskrivning
Summary... (Sammanfattning)	Any plate view. (Alla plattvyer) Dialogrutan Summary (Sammanfattning) visas. Se kapitel 7.4.18 Sammanhangsberoende meny för en brunn/Dialogrutan Summary... (Sammanfattning) för ytterligare information om dialogrutan Sammanfattning . Det här alternativet är tillgängligt om en layout har tilldelats den utvalda brunnen.
Fill Selection (Fyll urval)	Endast i läget plattlayout: Om en brunn eller ett område på plattan har markerats kan det fyllas med respektive identifierare. ID- och färgidentifierare kommer att visas på plattlayouten.
Delete Selection (Radera urval)	Endast i läget plattlayout: Detta kommando raderar ID- och färgidentifierare för de utvalda brunnarna och lämnar dem blanka.
Select all unused (Välj alla oanvända)	Endast i läget plattlayout: Alla oanvända brunnar på plattan är markerade.
Set / Remove Alias... (Ställ in/ta bort alias)	Endast i läget plattlayout: Ställer in eller tar bort alias för brunnsens namn. Se kapitel 4.3.2 Metodlayout: Hur man definierar en plattlayout/Tilldela alias till brunnar.

Kontrollfältet i fliken Create/Edit Method (Skapa/redigera metod)

I **Kontrollfältet** till vänster på skärmen finns ett antal alternativ som ska utföras enligt den föreslagna sekvensen. Beroende på typ av mätning och ansluten läsartyp kan det hända att vissa av alternativen inte är tillgängliga. De är därför dolda.

När du väljer ett alternativ i kontrollfältet visas motsvarande dialogruta eller plattvy i panelen **Plate Layout window (Fönstret plattlayout)** på höger sida av skärmen.

Alla tillgängliga alternativ markeras med ett kryss när de har definierats. För alla typer av transformationer visas namnet på transformationen.

Fliken **Kontrollfält - Create/edit method (Skapa/redigera metod)** innehåller följande element:

<p>Gruppen Method layout (Metodlayout)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet Plate layout (Plattlayout) Fönstret Plate layout (Plattlayout) öppnas och visar plattlayouten och dialogrutan Well assignment (Tilldelning av brunn). • Elementet Conc., Dil., and Ref.-values (Koncentration, spädning och referensvärden) Dialogrutan Concentration/Dilution/Reference (Koncentration/spädning/referens) öppnas och visar spädning, koncentration eller referensvärde för varje brunn. Standardkoncentrationerna kan fastställas samt spädningsfaktorerna och referensvärdena. Funktionen Autofill (Autofyll) gör det enkelt att tilldela koncentrationer ifall det finns distinkta matematiska samband mellan koncentrationerna i de individuella brunnarna.
<p>Förhandsberäkning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reducering av spektradata för våglängdsskanningar
<p>Gruppen Transformed data (Transformerad data)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet Add new transformation... (Lägg till ny transformation) Fönstret Plate layout (Plattlayout) öppnas och visar plattlayouten och inmatningsfältet Transformations (Transformationer)
<p>Gruppen Kinetic (Kinetik)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet Kinetic data reduction (Reducering av kinetiska data) Fönstret Kinetics Calculation Parameters (Kinetiska beräkningsparameterar) öppnas. Utvärderingen av data för kinetiska mätningar kan definieras.
<p>Kinetics transformation (Kinetiska transformationer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet Add new kinetic transformation... (Lägg till ny kinetisk transformation) Fönstret Plate layout (Plattlayout) öppnas och visar plattlayout och inmatningsfältet Transformations (Transformationer) (endast kinetiska indata kan väljas).
<p>Gruppen Concentrations (Koncentrationer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet Standard curve (Standardkurva) Fönstret Standard Curve (Standardkurva) öppnas för att ställa in parametrarna för beräkning av koncentrationer och diagramvisning av standardkurvan för utvärderade data.
<p>Gruppen Concentration transformation data (Koncentrationstransformationer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet Add new concentration transformation... (Lägg till ny koncentrationstransformation) Fönstret Plate layout (Plattlayout) öppnas och visar plattlayouten och inmatningsfältet Concentration Transformations (Koncentrationstransformationer) (endast koncentrationer kan väljas som indata).

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

<p>Gruppen Evaluate data (Utvärdera data)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet Cutoff definition (Definition av cutoff) • Elementet QC validation (QC-validering) Fönstret Define Cutoff (Definiera cutoff) öppnas. I den här dialogrutan kan gränserna för en kvalitativ utvärdering (screening) definieras. <p>Fönstret Define QC Validation (Definiera QC-validering) öppnas. Det används för att verifiera giltigheten hos ett test.</p>
<p>Gruppen Data handling (Datahantering)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet Data export (Dataexport) • Elementet Printed report (Utskriven rapport) • Elementet Automated data handling (Automatiserad datahantering)
<p>Gruppen Miscellaneous (Övrigt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementet User prompts (Användarprompt) • Elementet Number format (Talformat) • Elementet Method notes (Metodanteckningar) <p>Fönstret Define User Prompts (Definiera användarprompt) gör det möjligt att tilldela data (nyckelord, kommentarer eller prompter) för varje mätning, som sedan kan tas med i en utskrift.</p> <p>I fönstret Number format (Talformat) kan användaren definiera talformatet för rådata eller transformerade data som visas.</p> <p>I Method notes (Metodanteckningar) är det möjligt att ange en beskrivning av metoden.</p>

Kontrollfältet – fliken Create/Edit Method (Skapa/redigera metod) Sammanhangsberoende meny

Genom att högerklicka på en transformation, kinetisk transformation och koncentrationstransformation i kontrollfältet visas en sammanhangsberoende meny för den markerade transformationen. Följande kommandon är tillgängliga:

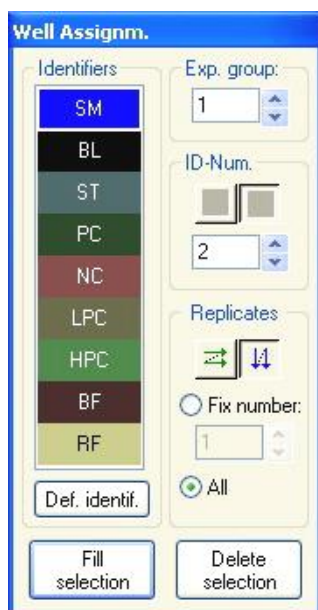
Meny	Beskrivning
Rename transformation (Byt namn på transformation)	Ett annat namn kan tilldelas den valda transformationen.
Insert transformation (Infoga transformation)	Används för att definiera en ny transformation.
Remove transformation (Ta bort transformation)	Används för att ta bort en transformation.

4.3.2 Metodlayout: Hur man definierar en plattlayout

Expandera **Method layout (Metodlayout)** i **Kontrollfältet** och välj **Plate layout (Plattlayout)**. **Plate view (Plattvyn)** och dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)** visas.

Varje brunn i analysplattan kan tilldelas en identifierare. På grund av detta bör plattlayouten definieras (dvs. en brunn som anses vara positiv kontroll ska tilldelas en annan identifierare än en brunn som anses vara negativ kontroll).

Standardidentifierare är:



Sample (Prov)	SM (Sample - Prov)
Blank	BL (Blank) BF (Polarization reference buffer - Polarisering för referensbuffer)
Reference (Referens)	RF (Polarization reference - Polariseringsreferens)
Standard	ST (Standard)
Control (Kontroll)	PC (Positive control - Positiv kontroll) NC (Negative control - Negativ kontroll) LPC (Low positive control - Svagt positiv kontroll) HPC (High positive control - Starkt positiv kontroll) CL (Calibrator - Kalibrator)

Tilldela en identifierare till brunnen

I dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)** kan identifiering av brunnar och layoutdefinition utföras. Den här lådan har också ett antal automatiserade funktioner för tilldelning av ID, vilket är ett viktigt verktyg för plattor av hög densitet.

De önskade inställningarna måste göras i dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)**. Vanligtvis kan brunnarna markeras genom att klicka på en individuell brunn eller dra musen över de önskade brunnarna.

Följande sätt är möjliga för att tilldela brunnarna den valda identifieraren:

- Dubbelklicka när du gör urvalet av brunnen.
- Välj brunnarna på mikroplattan och klicka sedan på knappen **Fill selection (Fyll urval)** (eller klicka på höger musknapp och välj **Fill selection (Fyll urval)** i den sammanhangsberoende menyn) i dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)**.
- Välj brunnarna på mikroplattan och dubbelklicka sedan på identifieraren i listan för identifierare i dialogrutan för tilldelning av brunn.
- När du har tilldelat definitionerna ändras displayen i de ändrade brunnarna.

Exempel på en märkt brunn:

SM1_4	1:a raden: prov, försöksgrupp nummer 1, prov-ID nummer 4.
1/14	2:a raden: antal replikat är 1, det totala antalet replikat är 14.
x-BL1	3:e raden: primärt tom - fylls med transformationsformeln, eller ett koncentrations-, spädnings-, referensvärde, om det är definierat, t.ex. minska värdet för brunnen (x) med medelvärdet av blanka värden.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Dialogrutan **Well assignment (Tilldelning av brunn)** innehåller följande element:

<p>Grupprutan Identifiers (Identifierare)</p>	<p>I denna gruppruta ska motsvarande identifierare för de markerade brunnarna väljas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla tillgängliga identifierare visas i en rullgardinsmeny. • Klicka på knappen Define Identif... (Definiera identifierare) för att definiera ytterligare identifierare. Dialogrutan Define Identifiers (Definiera identifierare) visas, se nedan för mer information.
<p>Urvalsältet Exp. group (Försöksgrupp)</p>	<p>Om plattan består av mer än ett test måste det finnas mer än en försöksgrupp. I urvalsältet Experiment group (Försöksgrupp) definierar du vilket experiment brunnarna tillhör.</p>
<p>Grupprutan ID-Num. (ID-nummer)</p>	<p>ID Number (ID-nummer) används för att tilldela samma ID till replikat som hör samman. ID-numret är endast tillgängligt för prover och standarder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urvalsältet ID-Num. (ID-nummer) Alternativet ID-Num (ID-nummer) tillåter användaren att markera de replikat som är associerade med samma ID. Detta kan användas om replikaten har tilldelats olika områden på plattan. • Pilknappar ID-numret beräknas automatiskt. Om ett antal brunnar är markerade kan man med hjälp av pilknapparna bestämma i vilken riktning ID:n tilldelas brunnarna (vertikalt, horisontellt).
<p>Grupprutan Replicates (Replikat)</p>	<p>Bestämmer antalet replikat för den valda identifieringstypen. Två alternativknappar gör det möjligt att bestämma om flera eller individuella värden ska definieras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Fix number (Fast nummer) Aktiveras endast för standarder och prover där ID:n kan användas. Om denna alternativknapp är aktiv kan ett nummer anges i motsvarande textfält. Detta nummer anger hur många replikat som är avsedda för denna identifierare. De utvalda brunnarna fylls sedan med det angivna antalet replikat. Därför måste antalet valda brunnar vara en multipel av det angivna antalet replikat. • Alternativknappen All (Alla) Alla utvalda brunnar definieras som replikat för en identifierare. Om ett befintligt ID-nummer för proverna och standarderna väljs, läggs de utvalda brunnarna till som replikat till de befintliga replikaten. Med alla andra identifieringstyper läggs de utvalda brunnarna till som replikat till de befintliga replikaten. <p>Två pilknappar anger riktningen för beräkningen av antalet replikat.</p>
<p>Knappen Fill section (Fyll urval)</p>	<p>Om ett område på plattan har markerats kan det fyllas med respektive identifierare. ID:n och färgen på identifierarna kommer att visas på plattlayouten.</p>
<p>Knappen Delete section (Radera urval)</p>	<p>Klicka på Delete (Radera urval) eller tryck på DEL för att radera ID:n och färgidentifierare för de utvalda brunnarna, och lämna dem blanka.</p>

Knappen **Define identifier** (**Definiera identifierare**)

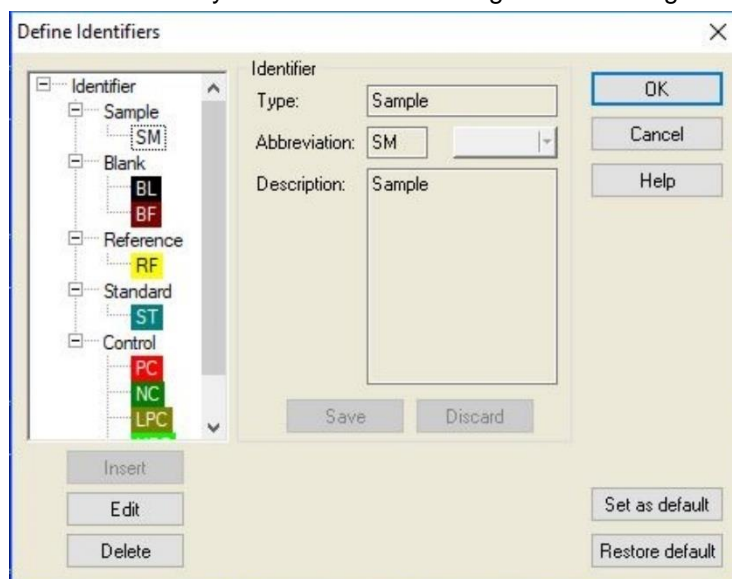
Klicka på **Def. identif (Definiera identifierare)** om en ny identifierare ska definieras eller om en befintlig identifierare ska redigeras (se Expertens kunskap, Definiera en ny identifierare).

Tilldela alias till brunnar

Om du vill tilldela alias för definierade namn på brunnar klickar du på höger musknapp i den önskade brunnen, välj **Set/Remove Alias... (Ställ in/ta bort alias)** och välj ett identifieringsnamn i rullgardinsmenyn. Aliasnamnet är markerat med en asterisk * och tillhör samma försöksgrupp, har samma ID-nummer och replikatnummer som den primärt definierade brunnen. Denna funktion används om t.ex. 0-standarderna också används som negativ kontroll.

Definiera en ny identifierare

I dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)**, klicka på **Def. Identif** för att definiera en ny identifierare eller redigera en befintlig.



Identifierarna är listade i grupper (se tabellen nedan). Om du markerar en identifierare visas dess egenskaper i det högra fönstret.

Standardidentifierare är:

Sample (Prov)	SM (Sample - Prov)
Blank	BL (Blank) BF (Polarization reference buffer - Polarisering för referensbuffer)
Reference (Referens)	RF (Polarization reference - Polariseringsreferens)
Standard	ST (Standard)
Control (Kontroll)	PC (Positive control - Positiv kontroll) NC (Negative control - Negativ kontroll) LPC (Low positive control - Svagt positiv kontroll) HPC (High positive control - Stark positiv kontroll) CL (Calibrator - Kalibrator)

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

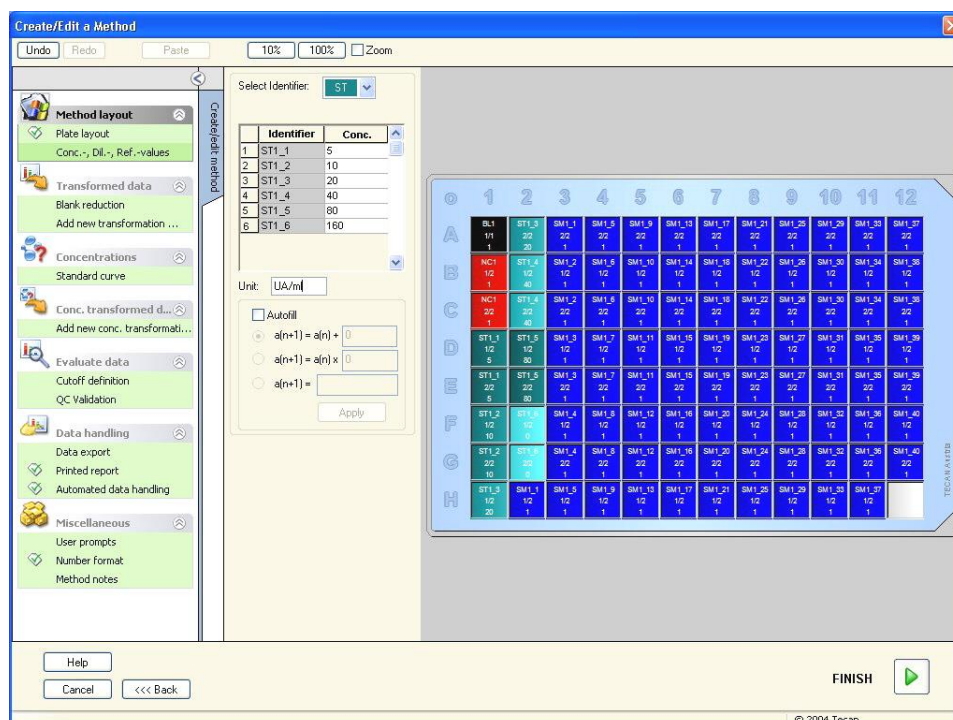
Dialogrutan **Define Identifiers (Definiera identifierare)** innehåller följande element:

<p>Trädstrukturen för Identifier (Identifierare)</p>	<p>En strukturerad vy av alla befintliga identifierare, deras färger och förkortningar visas i ett litet fönster. Identifierarna är listade under grupperna Sample (Prov), Blank, Reference (Referens), Standard (Standard) och Control (Kontroll).</p>
<p>Grupprutan Identifier (Identifierare)</p>	<p>Kriterierna för de olika identifierare som används i programmet visas. Om nya identifierare behövs kan de läggas till här.</p> <p>I grupprutan Identifier (Identifierare) visas typ, förkortning, färg på brunn och beskrivning av den identifierare som valts i trädstrukturen.</p>
	<p>Grupprutan Identifier (Identifierare) aktiveras endast för att ange data när</p> <ul style="list-style-type: none"> • en av identifierargrupperna i trädstrukturen är markerad och knappen Insert (Infoga) har klickats eller när • en av identifierarna i trädstrukturen är markerad och knappen Edit (Redigera) har klickats. <p>Därefter kan du i den här grupprutan definiera typ, förkortning, färg på brunn och beskrivning av den nya identifieraren.</p>
	<p>Textfältet Type (Typ): Typ av identifierare visas. Inga ändringar är möjliga.</p>
	<p>Textfältet Abbreviation (Förkortning): Identifieringens förkortning kommer att användas i visningen av analysplattan.</p>
	<p>Rullgardinsmenyn Color (Färg): Färgen på identifieraren på plattan måste väljas här.</p>
	<p>Textfältet Description (Beskrivning): En textbeskrivning kan anges för varje identifierare.</p>
	<p>Använd en av dessa två knappar för att spara ändringar av nyligen angiven data eller för att avvisa eventuella ändringar:</p>
	<p>Knappen Save (Spara): Knappen Save (Spara) sparar den angivna färgen, förkortningen och beskrivningen av den relevanta identifieraren.</p>
	<p>Knappen Discard (Avvisa): Knappen Discard (Avvisa) avbryter alla ändringar.</p>
<p>Knappen Insert (Infoga)</p>	<p>Klicka på knappen Insert (Infoga) för att skapa en ny identifierare . Denna nya identifierare kommer att associeras med den aktuellt valda identifierargruppen i trädstrukturen.</p>
<p>Knappen Edit (Redigera)</p>	<p>En vald identifierare kan ändras.</p>
<p>Knappen Delete (Radera)</p>	<p>Klicka på Delete (Radera) eller tryck på DEL för att radera alla utvalda identifierare.</p>

Knappen Set as default (Ställ in som standard)	Med det här alternativet kan inställningarna definieras som standardinställningar för framtida användning.
Knappen Restore default (Återställ till standard)	Med det här alternativet kan inställningarna återställas till de tidigare definierade standardvärdena.

4.3.3 Metodlayout: Koncentration, spädning och referensvärden

I Kontrollfältet, expandera **Method layout (Metodlayout)** och välj **Conc./Dil./Ref.-values (Koncentration/spädning/referensvärden)**. **Plate view (Plattvyn)** och dialogrutan **Select Identifier (Välj identifierare)** visas.



Dialogrutan **Concentration/Dilution/Reference (Koncentration/spädning/referens)** innehåller följande element:

Rullgardinsmenyn Select Identifier (Välj identifierare)	Värdena är relaterade inom de individuella brunnstyperna. Detta fält anger alla brunnar som för närvarande ingår i mätningen. Välj en identifierare för att redigera motsvarande spädnings- eller koncentrationsfaktorer. Alla brunnar som matchar den utvalda brunnstypsidentifieraren listas.
Urvalsfältet Exp. group (Försöksgrupp)	Välj respektive försöksgrupp. Om det bara finns en försöksgrupp kan fältet inte redigeras.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Tabell med kolumnerna Identifier (Identifierare) och Concentration/Dilution (Koncentration/spädning).	Tabellen visar alla brunnar i kolumnen Identifier (Identifierare) som matchar den utvalda identifieraren (från listan Select Identifier (Välj identifierare)). Motsvarande spädningar, koncentrationer eller referensvärden infogas och listas i kolumnen Dilution/Concentration/Reference (Koncentration/spädning/referens). Om du t.ex. anger en spädningsfaktor på 2 betyder det att provet har späts ut med hälften. Den beräknade koncentrationen multipliceras därför med 2.
Textfältet Unit (Enhet)	Den visade koncentrationseenheten kan bestämmas.
Kryssrutan Autofill (Autofyll)	Funktionen Autofill (Autofyll) gör det möjligt att beräkna motsvarande koncentrationer eller spädningsfaktorer enligt tillgängliga typer av serier.
Knapparna Option (Alternativ) för matematisk koncentrationsberäkning	Om kryssrutan Autofill (Autofyll) har markerats finns följande alternativ tillgängliga: <ul style="list-style-type: none"> • Aritmetisk talföljd: $a(n+1) = a(n) + \dots$ • Geometrisk talföljd: $a(n+1) = a(n) \times \dots$ • Användardefinierad talföljd $a(n+1) = \dots$ Exempel: Varje efterföljande koncentration ska innehålla två gånger + 0.5 av den föregående koncentrationen: Formel 1: $a(n+1) = 2 * n + 0.5$
Knappen Apply (Tillämpa)	Knappen Apply (Tillämpa) tillämpar den valda matematiska koncentrationsberäkningen på brunnarna som visas i tabellen med kolumnerna Identifier (Identifierare) och Concentration/Dilution (Koncentration/spädning)
Grupprutan Dilution series (Spädningsserie)	Kryssrutan Calculate ICx (Beräkna ICx) Visar ett spädningsdiagram för provet och beräknar automatiskt ICx-värdena. Detta kräver prover med minst 4 replikat och minst 4 olika spädningar.
	Rullgardinsmenyn Input Data (Indata) Välj indata från rullgardinsmenyn.
	Textfältet Calculation Condition (Beräkningsvillkor) Skärningspunkten beräknas med den angivna procentandelen av det maximala värdet respektive det maximala värdet minus det minsta värdet*.
	Textfältet ICx name (ICx-namn) Data kan väljas för beräkning av ICx. Namnet fylls i automatiskt baserat på beräkningsvillkoret.
	Set 0% value to (Ställ in 0 %-värdet till) Intensitet 0* Min. intensitet i spädningsserien*

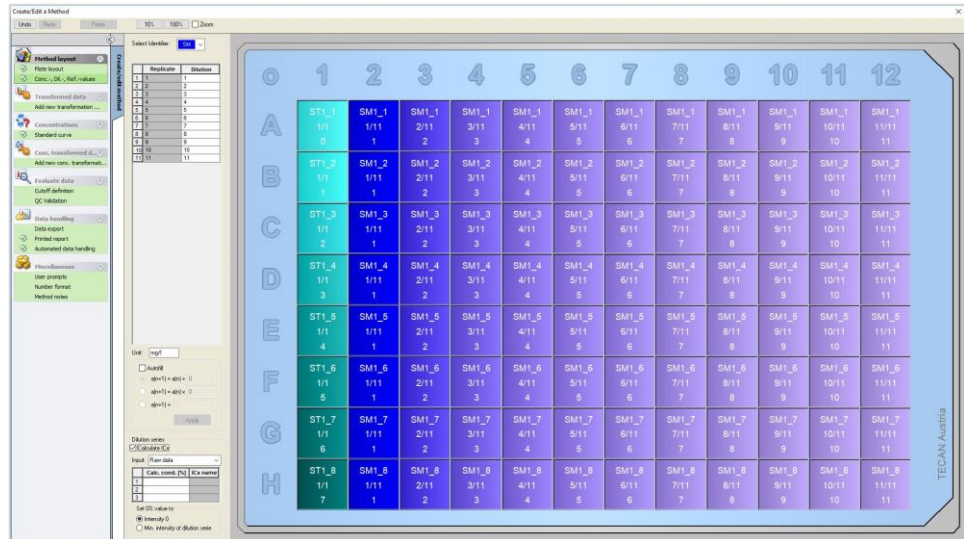
Spädningen kan redigeras direkt i plattlayouten genom att högerklicka på en eller flera utvalda brunnar. På detta sätt är det möjligt att tilldela replikaten olika spädningsvärden.

Beräkning av ICx

Den matematiska beräkningen av anpassningen för spädningsserien är identisk med beräkningen av standardkurvan med Marquardts algoritm med fyra parametrar.

Detta kräver minst **fyra replikat** med olika spädningar.

Dessutom beräknas det/de specificerade skärningspunkten/skärningspunkterna t.ex. IC50.



Det är möjligt att definiera fler än en skärningspunkt för spädningsserien.

Det är möjligt att definiera 0 %-värdet för beräkningen genom att välja:

- Intensitet 0
Använda 0 OD
Det största värdet i spädningsserien anses vara 100 %, värdet 0 anses vara 0 %. ICx (t.ex. IC50) definieras sedan som den spädning där responsen når x % (t.ex. 50 %). Det beräknas endast om värdet ligger inom tillgängliga data (ingen extrapolering används).

eller

- Lägsta intensitet i spädningsserien
Användning av den lägsta intensiteten i spädningsserien



Anmärkning

IC50 beräknas ofta med medelvärdet för spädning = 1:1 och spädning = 1:oändligt. För att uppnå detta måste spädningsserien vara korrigerad för utgångsvärdet före beräkningen av ICx.

Det största värdet i spädningsserien anses vara 100 %, den minsta intensiteten i spädningsserien anses vara 0 %.

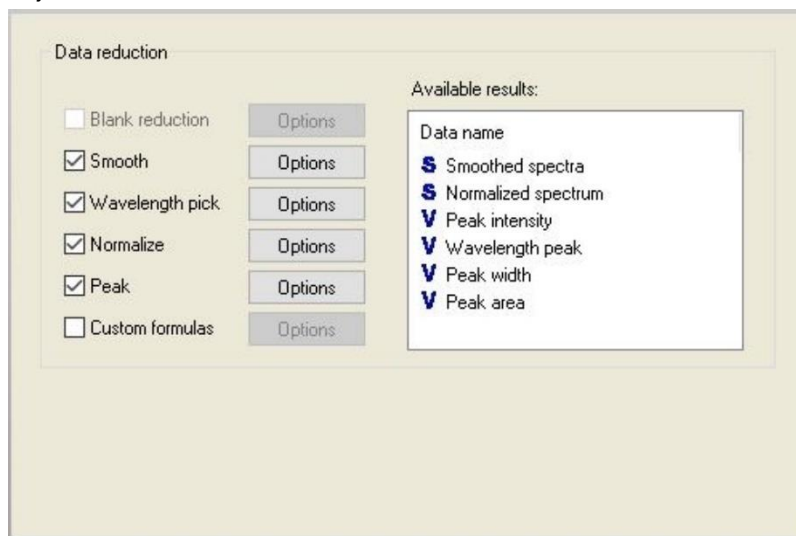
4.3.4 Förhandsberäkning: Reducering av spektradata

Det här alternativet är endast tillgängligt för mätningar som innehåller en tvådimensionell skanning (absorbansskanning).

Expandera **Precalculation (Förhandsberäkning)** i kontrollfältet och välj **Spectra Data Reduction (Reducering av spektradata)**.

Reducering av spektradata gör det möjligt att utföra en spektrablankreducering och extrahera specifika data, t.ex. intensiteter från skanningen.

Dialogrutan **Spectra data reduction (Reducering av spektradata)** innehåller följande element:



**Kryssrutan
Blank reduction
(Blank-
reducering)**

Det här alternativet är endast tillgängligt om blanka värden har definierats i layouten. Spektrablankreduceringen beräknas genom att subtrahera blankbrunnens spektrum från alla andra brunnar. När fler blanka värden definieras på plattan, t.ex. när flera försöksgrupper definieras, visas ytterligare en alternativknapp. Detta gör det möjligt att definiera det blanka värdet som ska användas.

Textrutan **Input data (Indata)**: visar de indata som ska behandlas.

Alternativknappen **Blank reduction (Blankreducering)**: välj om en blankreducering ska utföras på den utvalda försöksgruppen.

Rullgardinsmenyn **Reduce all by (Reducera alla med)**: välj för att definiera den identifierare som ska användas för blankreducering.

**Kryssrutan
Smooth
(Utjämning)**

Ett spektrum som innehåller mycket brus kan jämnas ut. En utjämningsfaktor kan ställas in bland alternativ. Denna faktor definierar graden av utjämning.

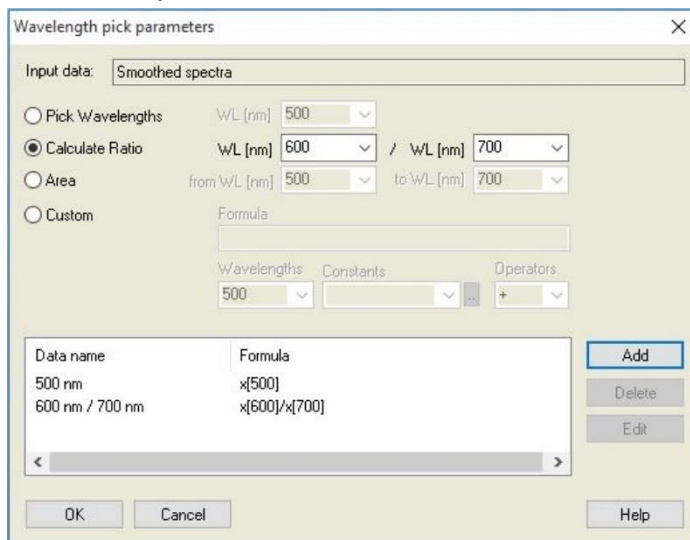
Textrutan **Input data (Indata)**: visar de indata som ska behandlas.

Smooth factor (Utjämningsfaktor): för att definiera utjämningsfaktorn.

Kryssruta för val av våglängd

Wavelength pick (Val av våglängd) används för att extrahera intensiteter vid specifika våglängder och för att beräkna resultat som kvoter. Det är obligatoriskt att ställa in alternativen.

Dialogrutan **Wavelength pick (Val av våglängd)** innehåller följande element:



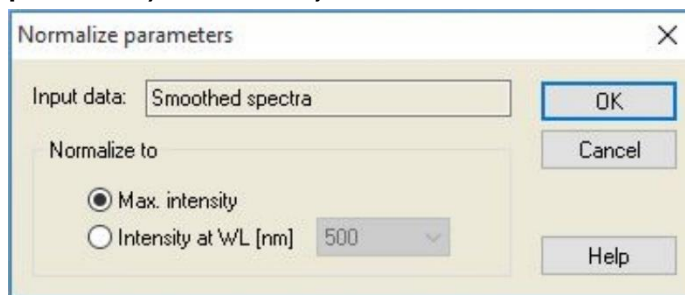
Intensiteter vid en specifik våglängd kan extraheras, kvoter och areor kan beräknas och anpassade formler kan anges.

	Textrutan Input data (Indata) : visar de indata som ska behandlas.
	Alternativknappen Pick Wavelengths (Välj våglängder) : en intensitet vid en specifik våglängd kan läggas till i listan av beräknade resultat.
	Alternativknappen Calculate Ratio (Beräkna kvot) : två våglängder kan anges. Kvoten mellan intensiteterna vid dessa våglängder beräknas och finns tillgängliga som resultat.
	Area : för att beräkna arean under spektrakurvan mellan två definierade våglängder.
	Alternativknappen Custom (Anpassad) : en användardefinierad formel kan anges. Intensiteter vid specifika våglängder kan användas i formler.
	Listrutan Results (Resultat) : sammanfattar alla definierade formler.
	Knappen Add (Lägg till) : det aktuella urvalet läggs till i resultatlistan.
	Knappen Delete (Radera) : det valda resultatet tas bort från listan.
	Knappen Edit (Redigera) : datanamnet för det valda resultatet kan definieras.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Kryssrutan **Normalize** (Normalisera)

Dialogrutan **Normalize parameters (Normalisera parametrar)** innehåller följande element:



Använd det här alternativet för att normalisera spektrumet till intensiteten vid en viss våglängd eller till den maximala intensiteten i spektradiagrammet för varje brunn.

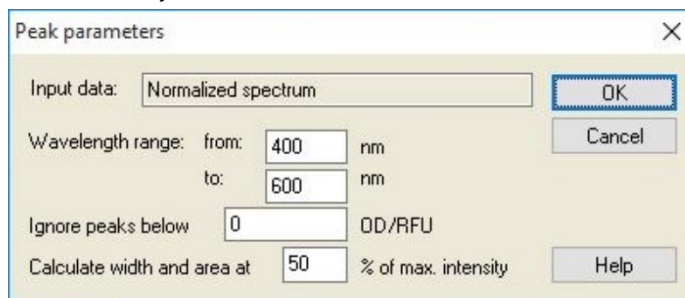
Textrutan **Input data (Indata)**: visar de indata som ska behandlas.

Normalize to (Normalisera till): välj mellan maximal intensitet eller infoga anpassad intensitet.

Kryssrutan **Peak** (Topp)

En topp definieras som positionen för det maximala värdet i spektrumet. Överflöden och maxima vid spektrumets vänstra eller högra kant behandlas inte som toppar. Det är mycket viktigt att spektrumet är tillräckligt jämnt innan man letar efter toppar.

Dialogrutan **Peak parameters (Parametrar för toppar)** innehåller följande element:



Använd det här alternativet för att hitta toppen med den högsta intensiteten inom en definierad våglängd.

Tröskelvärdet (OD/RFU-värde) och beräkningskriterierna för beräkning av bredd och area kan också definieras.

Följande data beräknas för den funna sökvägen:

- toppens intensitet
- toppens våglängd
- toppens bredd
- toppens område

Kryssrutan Custom formulas (Anpassade formler)	<p>Markera den här kryssrutan om du vill ange formler för att beräkna spektrumet med hjälp av givna funktioner, t.ex. utjämning.</p> <p>Se kapitel 11.2 Reducering av spektradata för ytterligare information.</p> <p>Transformation måste antingen ge ett spektrum eller en enda data för alla brunnar; det är inte möjligt att kombinera båda. Med det här alternativet kan man definiera funktioner som inte är tillgängliga i standardurvalet. T.ex. för att hitta fler toppar i ett spektrum eller för att skapa en härledning av ett spektrum.</p>
Tillgängliga resultat	<p>Tillgängliga resultat för alla data listas.</p> <p>S är ett spektrum</p> <p>V är ett värde.</p>

4.3.5 **Transformed data (Transformerad data): Lägg till ny transformation**

I kontrollfältet, expandera **Transformed data (Transformerad data)**. Alla definierade transformationer visas i kontrollfältet.

Om du vill definiera en ny transformation väljer du den eller de brunnar som transformationen ska tillämpas på och klickar på **Add new transformation...** (**Lägg till ny transformation**).

Standardnamnet bör ändras omedelbart i redigeringsrutan. Namnet kan infogas eller ändras senare genom att klicka på **Rename Transformation (Byt namn på transformation)** i den sammanhangsberoende menyn.

Ett typiskt exempel på en transformation är reduceringen av det tomma värdet (blank) från alla brunnar.



Anmärkning

Namnet på transformationen måste vara i latinska bokstäver för att göra transformationen tillgänglig som indata för ytterligare transformationer med flera indata.



Anmärkning

Namnet på en transformation används för att representera resultatet av beräkningarna och kommer också att användas när värdena visas i de specifika menyerna för datautmatning. Beräknade värden för transformationerna finns också tillgängliga som indata för ytterligare utvärderingar.



Anmärkning

Om ett blankt värde har ställts in i plattlayouten föreslås formeln för att beräkna blankreduceringen i kombinationsrutan: $x-BL1$.

Symbolen x hänvisar till det aktuella värdet i en brunn. $BL1$ är medelvärdet för blankbrunnen/blankbrunnarna.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)



Anmärkning

Om en mätning med multipla inmärknings med två märkningar definieras, föreslås olika formler för att reducera data med multipla inmärknings i kombinationsrutan.

'Label1'!x/'Label2'!x ... fördefinierad kvotberäkning
'Label2'!x/'Label1'!x ... fördefinierad kvotberäkning
'Label1'!x-'Label2'!x ... fördefinierad differensberäkning
'Label2'!x-'Label1'!x ... fördefinierad differensberäkning
('Label1'!x-'Label1'!BL1)/('Label2'!x-'Label2'!BL1) ...
fördefinierad kvotberäkning med blankreducering
('Label2'!x-'Label2'!BL1)/('Label1'!x-'Label1'!BL1) ...
fördefinierad kvotberäkning med blankreducering



Anmärkning

Om läsningsläget är inställt på absorptions föreslås formeln för att beräkna transmissionen i kombinationsrutan: $1/10^x$.

Ett antal transformationsberäkningar kan definieras när metoden konfigureras. Ett typiskt exempel på detta är borttagning av det tomma värdet (blank) från alla brunnar. Se kapitel 11.3 Hur man skriver en formel för mer detaljer.

Textrutan för formler ovanför plattvyn används för att definiera olika transformationsberäkningar, med hjälp av rådata och tidigare transformationer som indata.

På mikroplattan måste man välja de brunnar där transformationen ska tillämpas. Redigeringsfältet för transformationer innehåller följande element:

Rullgardinsmenyn Input Data (Indata)	Listan innehåller mätvärdena, resultaten från förhandsberäkningar och alla redan definierade transformationer samt medelvärden. Om data för Mean (Medelvärde) väljs som Input data (Indata) för Transformations (Transformationer) kommer transformationerna endast att tilldelas det första replikatet av en identifierare.
Textrutan Formula (Formel) fx	Formler kan anges genom att skriva in eller genom att välja den funktion som behövs från listrutan Functions&Constants (Funktioner och konstanter) .
Rullgardinsmenyn Formula (Formel)	Listan innehåller vissa standardformler (se Anmärkningar nedan) och alla formler som har inkorporerats i den nuvarande metoden. En formel kan därför väljas från denna lista eller så kan en ny formel kan läggas till. Formler för transformationer kan anges med hjälp av lämpliga variabler, operatörer och multipla funktioner.
Knappen Confirm (Bekräfta)	Endast i redigeringsläget för formler. Grön bock Tilldelar transformationerna till den utvalda brunnen. Klicka på knappen Confirm (Bekräfta) eller tryck på ENTER för att tilldela formeldefinitionen till brunnen och ändra till läget Select (Välj) .
Knappen Cancel (Avbryt)	Endast i redigeringsläget för formler. Rött kryss Klicka på knappen Confirm (Bekräfta) eller tryck på tangenten CANCEL för att lämna läget Edit (Redigera) utan att tilldela formeldefinitionen till brunnen.

Rullgardinsmenyn Available data (Tillgängliga data)	Välj lämpliga data från listan om mer än ett set indata ska användas för beräkningar. Datasetet visas i formelns textruta inom apostrofer följt av ett utropstecken. För att slutföra definitionen anger du identifierarens namn eller hänvisar till motsvarande värde i brunnen. T.ex. 'Rådata' ! BL1 Listan innehåller mätvärden, resultat från förberäkningar och alla hittills definierade transformationer.
Rullgardinsmenyn Functions (Funktioner)	Listar alla matematiska och booleska funktioner för att definiera formler.
Knappen Options (Alternativ)	Använd den här knappen för att anpassa beteendet när du väljer brunnar i redigeringsläget. Det går att välja mellan följande alternativ: <ul style="list-style-type: none"> • Identifierare genomsnittsnamn • Identifierare replikatnamn • Namn på plattans brunn
Knappen Constants (Konstanter)	Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Define Constants (Definiera konstanter) där konstanter för beräkningar kan definieras.

Definitionen för transformation har två lägen:

Select mode (Urvalsläge)	När du klickar på en brunn visas motsvarande formel i textrutan. Den aktiva brunnen visas med en röd kant.
Edit mode (Redigeringsläge)	När du skriver in en formel eller trycker på tangenten "=" visas den aktiva brunnen med en blå kant. Om du väljer andra brunnar läggs motsvarande identifierare till den aktuella formeln. När du väljer den aktiva brunnen läggs ett "x" till i formeln. Symbolen "x" avser det aktuella värdet i en brunn.

När formeln har skapats tilldelas den till den utvalda brunnen om du trycker på enter eller klickar på bekräftelseknappen (grön bock). Efter att ha tilldelat formeln nås urvalsläget. En integrerad formelkontrollant verifierar att formeln är trovärdig. En varning visas om den skapade formeln inte är möjlig att genomföra.

Välj **CANCEL (Avbryt)** för att avvisa den definierade formeln och nå det valda läget. Det är också möjligt att använda motsvarande knappar till vänster om formeltextrutan.

I läget **Select mode (Urvalsläge)** klickar du på den röda rutan i brunnen högra nedre kant och drar den röda urvalsramen över de brunnar där formeln ska gälla.

Det är också möjligt att välja önskade brunnar och använda funktionerna **Set Formula (Ställ in formel)** och **Remove Formula(s) (Ta bort formel/formler)** som är tillgängliga från den sammanhangsberoende menyn.

Dessa åtgärder måste utföras för alla brunnar som ska innehålla transformationer.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Definiera konstanter

Använd dialogrutan **Define Constants (Definiera konstanter)** för att definiera konstanta värden i en metod. Dessa konstanter kan användas överallt där en formel kan anges

Klicka på knappen **OK** för att spara de ändrade parametrarna.

Dialogrutan **Define Constants (Definiera konstanter)** innehåller följande element:

Listan Constants (Konstanter)	I varje rad kan en konstant definieras. Raderna är indelade i fyra kolumner:
	<ul style="list-style-type: none"> • Name (Namn) Ange ett lämpligt identifieringsnamn för konstanten, t.ex. en kod eller en förkortning. Endast bokstäver får användas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Value (Värde) I textfältet Value (Värde) måste ett numeriskt värde tilldelas konstanten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Comment (Kommentar) Skriv en kort kommentar om konstanten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Req. (Krav) ("required") Kryssrutan Req. (Krav) anger att en mätning endast kan påbörjas när värdet för konstanten har mottagits eller bekräftats.

4.3.6 Kinetik: Reducering av kinetiska data

I **Kontrollfältet**, expandera **Kinetic (Kinetik)** och välj **Kinetic data reduction (Reducering av kinetiska data)**.

Dialogrutan är strukturerad i flikar: **Slopes, Onsets, Min./Max./Area, Available output data, Enzyme kinetics**. Enheten för värdena visas i enlighet med det valda mätläget (t.ex. OD för absorbans).



Anmärkning
Oanvändbara data (t.ex. överflödsvärden) ignoreras vid beräkning av kinetiska data.

Fliken Slopes (Lutning)

Den här fliken tillåter användaren fastställa utvärderingen av den kinetiska kurvans lutning:

Rullgardinsmenyn Input Data (Indata)	Välj indata som ska behandlas.
Rullgardinsmenyn Calculation (Beräkning)	Välj beräkningsmetod, linjär eller kvadratisk. (se kapitel 11 Beräkningar).
Kryssrutan Mean slope (Genomsnittlig lutning)	Start- och sluttid kan skrivas in i de angivna textfälten, annars analyseras hela kinetiken.

	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Time/Points (Tid/punkter) Om Time (Tid) är valt, anges start- och sluttiden i timmar, minuter och sekunder. Om Points (Punkter) är valt anges start- och slutpunkten för analysen genom det angivna numret för kinetikcykeln.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fältet Start Starttiden (i timmar, minuter och sekunder) eller cykelnumret måste anges här.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fältet End (Slut) Sluttiden (i timmar, minuter och sekunder) eller cykelnumret måste anges här.
Kryssrutan Maximum slope (Maximal lutning)	Start- och sluttid kan skrivas in i de angivna textfälten, annars analyseras hela kinetiken.
	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Time/Points (Tid/punkter) Om Time (Tid) är valt, anges start- och sluttiden i timmar, minuter och sekunder. Om Points (Punkter) är valt anges start- och slutpunkten för analysen genom det angivna numret för kinetikcykeln.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fältet Start Starttiden (i timmar, minuter och sekunder) eller cykelnumret ska anges här.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fältet End (Slut) Sluttiden (i timmar, minuter och sekunder) eller cykelnumret måste anges här.
	<ul style="list-style-type: none"> • Textfältet Points (Punkter) Välj för hur många punkter beräkningen av maximal lutning ska utföras.

Alternativet **mean slope (genomsnittlig lutning)** bestämmer den genomsnittliga lutningen (genomsnittlig ökning/minskning) för hela det definierade intervallet. En starttid, en sluttid och ett beräkningsläge (linjär eller kvadratisk) måste först anges. Alla mätpunkter som ligger inom det valda intervallet bestäms. En regressionslinje (linjär regression eller polynom av 2:a graden) läggs ut genom de valda mätpunkterna och den genomsnittliga lutningen bildas. Den genomsnittliga lutningen definieras som det aritmetiska medelvärdet av de lutningar som beräknas från mittpunkterna i två intilliggande mätpunkter. Den kinetiska data som görs tillgängliga med denna metod omfattar den genomsnittliga lutningen per sekund, minut och timme samt korrelationskoefficienten och anpassningsgraden.

Med alternativet **maximum slope (maximala lutningen)** bestäms den maximala lutningen (maximal ökning/minskning) som uppnås i det valda intervallet. Under alternativet **Points (Punkter)** ska antalet kombinerade punkter anges. I början beräknas lutningen från centrum punkten för den 1:sta och den n:te punkten från de första n punkterna. Därefter flyttas intervallet en punkt ytterligare och processen upprepas. Denna process fortsätter över alla punkter inom det valda intervallet. Resultatet kommer att fastställas som det största absoluta värdet av dessa individuella lutningar. De kinetiska data som görs tillgängliga med denna metod omfattar den maximala lutningen per sekund, per minut och per timme samt tidsperioden från den första mätningen till den maximala lutningen i sekunder.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Onsets (Starttider)

Använd fliken **Onsets (Starttider)** för att bestämma tiden för att nå en viss datapunkt (OD-värde):

Rullgardinsmenyn Input Data (Indata)	Välj indata som ska behandlas.
Kryssrutan Time to onset (Tid till starttid)	Om kryssrutan Time to onset (Tid till starttid) är markerad kan du ange ett absolutvärde för starttidpunkten i följande textfält.
	<ul style="list-style-type: none"> Textfält: Ett absolutvärde för starttiden måste anges.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknapp och textfältet Basis mean of the first n points (Basmedelvärde av de första n punkterna): Ange önskat antal punkter om det är valt.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknapp och textfält Basis: Om detta är valt måste ett absolutvärde för basen anges i det intilliggande textfältet.
Kryssrutan Time to onset % (Tid till starttid %)	Om kryssrutan Time to onset % (Tid till starttid %) är markerad kan ett procentvärde för starttiden anges i följande textfält.
	<ul style="list-style-type: none"> Textfält: Ett procentvärde för starttiden måste anges.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknapp och textfältet Basis mean of the first n points (Basmedelvärde av de första n punkterna): Önskat antal punkter kan anges om det är valt.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknapp och textfält Basis: Om detta är valt måste ett absolutvärde för basen anges i det intilliggande textfältet.

De resultatdata som görs tillgängliga genom denna metod omfattar basvärdet, den tid det tar att nå basvärdet, den tid det tar att nå totalsumman av bas- och startvärdet och skillnaden mellan dessa två tidsperioder (Time Basis to Onset). Med ökande kinetiska mätvärden ska startvärdet definieras som ett positivt tal, med minskande värden ska startvärdet definieras som ett negativt tal.

Fliken Min./Max./Area

Använd den här fliken för att definiera utvärderingen av minsta och maximala värdena i kurvan och för att definiera beräkningen av arean under den kinetiska kurvan:

Rullgardinsmenyn Input data (Indata)	Välj indata som ska behandlas.
Kryssrutan Mean minimum value (Medelvärde av minsta värde)	Välj för att öppna textfältet Points (Punkter) där det fasta antalet punkter ska anges för det minsta värdet. En jämn kurva skapas sedan med hjälp av dessa punkter och det lägsta värdet i kurvan bestäms.
Kryssrutan Mean maximum value (Medelvärde av maximala värdet)	Välj för att öppna textfältet Points (Punkter) där det fasta antalet punkter ska anges för det maximala värdet. En jämn kurva skapas sedan med hjälp av dessa punkter och det högsta värdet i kurvan bestäms.
Kryssrutan Area	Start- och sluttid kan skrivas in i de angivna textfälten, annars analyseras hela kinetiken.

	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Time/Points (Tid/punkter) Om Time (Tid) är valt, anges start- och sluttiden i timmar, minuter och sekunder. Om Points (Punkter) är valt anges start- och slutpunkten för analysen genom det angivna numret för kinetikcykeln.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fältet Start Starttiden (i timmar, minuter och sekunder) eller cykelnumret ska anges här.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fältet End (Slut) Sluttiden (i timmar, minuter och sekunder) eller cykelnumret måste anges här.

Medelvärden tas från antalet punkter, med start från det första kinetiska mätvärdet. Detta pågår tills den sista kinetiska mätpunkten ingår i beräkningen för medelvärdet. Det minsta/maximala värdet bestäms utifrån dessa medelvärden.

De resultatdata som görs tillgängliga genom denna metod omfattar minsta/maximala värden och tidperioden från den första mätningen till det minsta/maximala värdet i sekunder.

Exempel:

Med en kinetik på 5 cykler och ett fast antal på 3 punkter tas följande medelvärden:

medelvärde av 1:a, 2:a och 3:e kinetiska värde

medelvärde av 2:a, 3:e och 4:e kinetiska värde

medelvärde av 3:e, 4:e och 5:e kinetiska värde

Det minsta/maximala värdet bestäms utifrån dessa tre medelvärden.

Arean under kurvan beräknas med hjälp av formeln nedan:

$$A = \sum_{i=1}^{n-1} y_i * (x_{i+1} - x_i) + \frac{(y_{i+1} - y_i) * (x_{i+1} - x_i)}{2}$$

Fliken Available Data (Tillgängliga data)

En lista över resultaten visas på fliken Tillgängliga utdata:

Datafält	<p>I datafältet visas de värden som valts i föregående flikar i dialogrutan Kinetic Calculation Parameters (Kinetiska beräkningsparameterar).</p> <p>Detta datafält är endast avsett för visning av de angivna utdata och ger inga redigeringsfunktioner.</p>
-----------------	---

Fliken Enzyme Kinetics (Enzymkinetik)

Använd den här fliken för att fastställa utvärderingen av enzymkinetik enligt modellen Michaelis-Menten:

Rullgardinsmenyn Input Data (Indata)	Välj indata som ska behandlas.
Kryssrutan Calculate Km and Vmax (Beräkna Km och Vmax)	Bestäm om Km och Vmax ska beräknas genom att välja motsvarande kryssruta.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Grupprutan Calculation type (Beräkningstyp)	Beräkningstypen kan väljas som:
	<ul style="list-style-type: none"> • Hanes (koncentration mot koncentration/indata) • Eadie-Hofstee (indata/koncentration mot indata) • Lineweaver-Burk (1/indata mot 1/koncentration)

De resultatdata som görs tillgängliga genom denna metod omfattar Km och Vmax för enzymkinetiska diagram för varje försöksgrupp.

Till skillnad från resultaten av de andra kinetiska beräkningarna visas dessa resultat i dialogrutan Graph: Enzyme Kinetics (Diagram: Enzymkinetik).

Den här fliken är endast tillgänglig om standarder finns på plattan och om antingen transformationer eller lutningsberäkningar har definierats.

4.3.7 Kinetiska transformationer: Lägg till nya kinetiska transformationer

I dialogrutan Kinetic transformations (Kinetiska transformationer) kan en transformationsformel definieras. Formeln används för att transformera kinetiska indata individuellt för varje brunn.

I dialogrutan Kinetic transformations (Kinetiska transformationer) kan ytterligare beräkningar utföras på kinetiska indata.

Fönsterelementen är jämförbara med indata för transformation. Se kapitel 4.3.5 Transformed data (Transformerad data): Lägg till ny transformation för mer information.

4.3.8 Koncentrationer: Standardkurva

Använd det här alternativet för att ställa in standardkurvor för kvantitativa tester. Dialogrutan för standardkurvan innehåller olika inställningar för analystyp, axlar och visning av standardkurvan. De redigerbara fälten och elementen är grupperade i 5 olika flikar.

Fliken Data

Den här fliken innehåller några grundläggande inställningar, t.ex. källan för indata.

Spinnkontrollen Exp. group (Försöksgrupp)	Om flera tester ska utföras på samma platta måste Experiment group väljas. Om plattan endast innehåller ett test visas inte spinnkontrollen. För varje försöksgrupp kan indata definieras individuellt.
Rullgardinsmenyn Input Data (Indata)	Välj den Input Data (Indata) som ska användas för standardkurvan. Välj mätdata eller tillgängliga transformationsresultatet.
Alternativknappen Standards from layout (Standarder från layouten)	Beräkna standardkurvan från standarderna på layouten.
Alternativknappen Standards from ext. file (Standarder från ext.-filen)	Om den valda försöksgruppen inte innehåller några standarder kan en standardkurva laddas från en .std-fil. Du måste klicka på knappen Select (Välj) för att välja filen.

Alternativknappen Standards from exp. group (Standarder från försöksgruppen)	Om den valda försöksgruppen inte innehåller några standarder kan en standardkurva från en annan försöksgrupp användas.
Alternativknappen No standard curve (Ingen standardkurva)	Om den valda försöksgruppen inte innehåller några standarder kan man besluta att inte beräkna några koncentrationer för denna försöksgrupp (i detta fall inställd som standard).
Knappen Additional Concentrations (Ytterligare koncentrationer)	Klicka på knappen Additional Concentrations (Ytterligare koncentrationer) för att öppna dialogrutan Calculate Additional Concentration (Beräkna ytterligare koncentrationer). Välj ytterligare set av indata som ska användas för att beräkna koncentrationer baserat på den aktuella standardkurvan.
Dialogrutan Calculate Additional Concentration (Beräkna ytterligare koncentrationer) innehåller följande element:	
Rullgardinsmenyn Input Data (Indata)	Välj indata för beräkning av ytterligare koncentrationer.
Listan Selected data (Utvalda data)	Listan innehåller namnen på indata för beräkning av ytterligare koncentrationer.
Knappen Add (Lägg till)	Klicka på knappen Add (Lägg till) för att lägga till de aktuellt valda indata i rullgardinsmenyn Input data (Indata) till listan Selected data (Utvalda data).
Knappen Remove (Ta bort)	Klicka på knappen Remove (Ta bort) för att ta bort de aktuellt utvalda data från listan Selected data (Utvalda data).

Fliken Analysis Type (Analystyp)

Använd den här fliken för att välja analystyp. Se kapitel 11.4 Typer av analys av standardkurvor för en detaljerad beskrivning av analystyperna.

Alternativknappen Analysis type (Analystyp)	<p>Välj vilken algoritm för interpolering som ska användas vid beräkning av standardkurvan:</p> <p>Alla analystyper listas nedan och kan väljas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Point to point (Punkt-till-punkt) 2. Linear Regression (Linjär regression) 3. Non-linear Regression (Icke-lineär regression) 4. Cubic spline (Kubisk spline) 5. Akima (Akima spline) 6. Polynomial (Polynom) (inklusive urvalsfältet för polynomordning och inklusive viktningsalternativ) 7. Four Parameters (Fyra parametrar) (inklusive knappen mer för fastställande av minimum och maximum) 8. Four Parameters Marquardt (Fyra parametrar Marquardt) (inklusive knappen mer för att definiera viktningsalternativen). 9. Five parameters (Fem parametrar) (inklusive knappen mer för att definiera viktningsalternativen). 10. LogitLog (inklusive knappen mer för fastställande av minimum och maximum).
--	---

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Rullgardinsmenyn Data scaling (Dataskalning)	<p>Analystypen tillämpas på skalade värden. Följande skalningslägen kan väljas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lin(x)Lin(y): x- och y-axlarna skalas linjärt • Lin(x)Log(y): x-axeln skalas linjärt, y-axeln skalas logaritmiskt • Lin(x)Log(y): x-axeln skalas logaritmiskt, y-axeln skalas linjärt • Log(x)Log(y): x- och y-axlarna skalas logaritmiskt
--	---



Anmärkning

Observera att om man väljer logaritmisk skalning för x-axeln är det inte möjligt att ha ett koncentrationvärde på 0, eftersom det matematiskt sett inte är möjligt att beräkna en logaritm av 0. Det är dock möjligt att använda ett värde på till exempel 0.0000001.

Knappen More (Mer)	<p>Klicka på knappen More (Mer) för att visa följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numeriska urvalsältet Standard Curve (Standardkurva) Om det finns fler än en försöksgrupp för LogitLog och Four Parameters (Fyra parametrar), kan Min och Max väljas individuellt för varje kurva. • Weighting (Viktning) Välj Use weights (Använd vikter) för att använda en av följande viktningsmetoder: <ul style="list-style-type: none"> - Automatisk med varians - Automatisk med relativ vikt - Manuell <p>Se kapitel 11.4.14 Viktning för fyra/fem parametrar – Marquardt/Polynomial Fit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialogrutan Viktning – välj knappen More (Mer) om "Automatic using variance" (Automatisk med varians) är vald=> Dialogrutan Felhantering visas – Definiera de viktningsfaktorer som ska användas om ett av de två fellägena (Alla replikat är lika eller endast ett replikat är kvar) inträffar, vilket ger en varians på 0 och därför skulle leda till ett beräkningsfel. • Textfälten Min/Max Min/Max gör det möjligt för användaren att definiera minsta eller maximala gränsen för standardkurvan för LogitLog och Four Parameters (Fyra parametrar).
Kryssrutan Include (0,0) (Inkludera (0,0))	<p>Om alternativet Include (0,0) (Inkludera (0,0)) är valt läggs (0,0) till som standardpunkt. Detta är endast tillgängligt om Linear (Linjär) har valts som axeldelning för båda axlarna.</p>

<p>Kryssrutan Extrapolation (Extrapolering)</p>	<p>Extrapolering tillämpar koncentrationsberäkningarna på de baspunkter som ligger utanför det tillåtna intervallet samt på de som ligger inom intervallet, till exempel: en extrapoleringsfaktor på 3 tvingar en koncentrationsberäkning av värden mellan $\text{min}-2*(\text{max}-\text{min})$ och $\text{max}+2*(\text{max}-\text{min})$, där min och max motsvarar det minsta och maximala koncentrationsvärdet i standardkurvan.</p>
<p>Numeriska fältet Extrapolation factor (Extrapoleringsfaktor)</p>	<p>Datafältet är endast aktivt om kryssrutan Extrapolation factor (Extrapoleringsfaktor) har markerats. Den definierar de nya gränserna för koncentrationsberäkningen.</p>

Fliken Intercepts (Skärningspunkter)

Använd den här fliken för att beräkna koncentrationer för valda Y-värden baserat på standardkurvan.

<p>Spinnkontrollen Exp. group (Försöksgrupp)</p>	<p>Om det finns flera försöksgrupper kan man välja en lämplig grupp.</p>
<p>Rullgardinsmenyn Input Data (Indata)</p>	<p>Alla data som är tillgängliga för beräkning visas i denna lista.</p>
<p>Listfältet Intercept name and formula (Namn på skärningspunkt och formel)</p>	<p>Ett namn på skärningspunkt måste först skapas. Därefter måste formeln för skärningspunkten definieras. Ett numeriskt värde eller en formel kan anges.</p>
<p>Operatorerna Formula input (Inmatning av formel)</p>	<p>Urvalsrutorna gör det enkelt att mata in formler genom att tillhandahålla en mängd olika funktioner, operatorer och variabler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variables (Variabler) Alla variabler som accepteras av programmet är tillgängliga i listrutan. • Knappen ... Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Define Constants (Definiera konstanter). • Operators (Operatorer) Alla operatorer som accepteras av programmet visas här. • Functions (Funktioner) Alla funktioner som accepteras av programmet visas här.

Exempel

IC50 för standardkurvan:

Formel: $(\text{ST1}_1 + \text{ST1}_8) / 2$

värdet av den minsta standarden plus värdet av den högsta standarden, dividerat med 2.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Fliken Axis (Axel)

Använd den här fliken för att definiera hur axlarna ska se ut.

Grupprutan **X-axis (X-axel)**

Grupprutan **Y-axis (Y-axel)**

Följande element finns tillgängliga i varje grupp:

- Textfältet **Label** (Etikett): Ange en axeletikett
- Knappen **Color** (Färg): Välj en färg för axelns alla element.
- Kryssrutan **Log-scaling** (Logaritmisk skalning) Välj den här kryssrutan för att visa diagrammet axlar logaritmiskt (påverkar inte beräkningen).
- Alternativknappen **Auto select range** (Välj intervall automatiskt): Programvaran fastställer automatiskt minsta och maximala värde.
- Alternativknappen **Range** (Intervall): Numeriska fälten **Min** och **Max** är aktiverade. Det minsta och maximala värdet för axeln kan anges.
- Kryssrutan **Grid** (Rutnät): Om detta väljs visas rutnätet på axeln. Knappen **Color** (Färg) och rullgardinsmenyn **Line style** (Linjeformat) kan användas för att anpassa rutnätet.

Fliken Graph (Diagram)

Använd den här fliken för att definiera diagrammets utseende.

Grupprutan **Title (Titel)**

Grupprutan **Curves (Kurvor)**

Grupprutan **Font (Teckensnitt)**

Följande element är tillgängliga:

- Textfältet **Label** (Etikett): Ange en etikett för diagrammet.
- Knappen **Color** (Färg): Välj en färg för diagrammets etikett.

Följande element är tillgängliga:

- Spinnkontrollen **Exp. group** (Försöksgrupp) Välj den försöksgrupp som ska anpassas (endast tillgänglig om fler än en försöksgrupp har definierats).
- Knappen **Color** (Färg): Välj en färg för kurvan för den valda försöksgruppen.
- Rullgardinsmenyn **Symbol**: Välj en symbol för baspunkterna i den valda försöksgruppen.
- Textfältet **Label** (Etikett): Ange en etikett för kurvan för den valda försöksgruppen.
- Kryssrutan **Hide curve** (Dölj kurva) Om den är vald visas inte kurvan.
- Spinnkontrollen **Line Width** (Linjebredd): Välj linjebredd för den valda försöksgruppen.

Välj **Small (Liten)**, **Medium (Mellan)** eller **Large (Stor)** teckenstorlek.

Grupprutan Display... (Visa)	<p>Följande element kan väljas för att visas:</p> <p>Legend (Förklaring): Kurvfärg, stil för baspunkt och etikett visas tillsammans med ytterligare information (parametrar för analystyp, korrelationskoefficient och så vidare).</p> <p>Base points (Baspunkter)</p> <p>Intercepts (Skärningspunkter): Om skärningspunkter anges kan de visas och märkas i diagrammet.</p> <p>Error bars (Felstaplar): Om standarder definieras som replikat visas en stapel som visar intervallet plus/minus standardavvikelse för varje baspunkt.</p>
-------------------------------------	---

4.3.9 Concentration transformation (Koncentrationstransformationer): Lägg till nya koncentrationstransformationer

I dialogrutan **Concentration transformations (Koncentrationstransformationer)** kan en koncentrationsformel definieras. Formeln används för att transformera indata för koncentration individuellt för varje brunn.

I dialogrutan **Concentration transformations (Koncentrationstransformationer)** kan ytterligare beräkningar utföras på indata för koncentration.

Fönsterelementen är jämförbara med indata för **transformation** Se kapitel 4.3.5 Transformed data (Transformerad data): Lägg till ny transformation för mer information.

4.3.10 Utvärdera data: Definition av cutoff

Använd det här alternativet för att kategorisera antingen rådata eller beräknade data vid tröskelgränser. Tröskelvärden kan definieras som fasta numeriska värden eller formler.

Använd fönstret **Cutoff Definition (Definition av cutoff)** för att definiera cutoff-intervall och för att tilldela färger och namn till cutoff-resultaten.

Fönstret **Cutoff Definition (Definition av cutoff)** innehåller följande element:

Rullgardinsmenyn Input data (Indata)	Välj den Input Data (Indata) som ska användas för utvärderingen.
Urvalslistan Exp. group (Försöksgrupp)	Om plattan innehåller flera tester ska den relevanta försöksgruppen där cutoff ska gälla, väljas ut. Om plattan endast innehåller ett test är endast en grupp tillgänglig och fältet är inte synligt.
<p>I listan Cutoff kan upp till tio cutoff-intervall definieras. Gränserna för varje intervall kan anges.</p> <p>Det högsta gränsvärdet måste anges överst i listan. Den nästa lägsta placeras därefter och så vidare. En lågt-högt-pil visar nivån. Gränsvärdena hör till de övre gränserna (större och lika villkor).</p>	
Knapparna Colors (Färger)	En färg kan tilldelas de individuella resultatnivåerna. Vid visning av resultaten kommer dessa färger att ingå och representera de kvalitativa resultaten.
Textfälten Labels (Etiketter)	Resultatindikatorerna för varje värdeintervall måste namnges, t.ex.: positiv (pos), negativ (neg), gränfall(?), ...

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Textfälten Limits (Gränser)	Gränserna kan anges som ett konstant värde eller som en formel. Formler kan skrivas in direkt i ett fält eller via fälten Formula input (Inmatning av formel) . Maximalt nio gränser får definieras.
Grupprutan Formula input (Inmatning av formel)	Formler som ska skrivas in i fältet Limits (Gränser) kan sammansättas med hjälp av variablerna, operatorerna och funktionerna nedan. Se kapitel 11.3 Hur man skriver en formel för ytterligare detaljer. <ul style="list-style-type: none"> • Rullgardinsmenyn Variables (Variabler) Alla tillgängliga variabler visas. • Knappen ... Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Define Constants (Definiera konstanter). • Rullgardinsmenyn Operators (Operatorer) Alla tillgängliga operatorer visas. • Rullgardinsmenyn Functions (Funktioner) Följande funktioner kan väljas.
Kryssrutan Competitive Test (Kompetitivt test)	I kompetitiva tester tilldelas ett positivt resultat låga värden och ett negativt resultat höga värden. I utvärderingen kommer gränserna att löpa uppifrån och ner och motsvarande resultatsymbol kommer att tilldelas när ett värde är lika med eller mindre än gränsvärdet. Med tanke på detta kommer låg-högt-pilen att vändas om.
Knappen Cutoff results selection... (Urvalet cutoff-resultat)	Klicka på knappen Cutoff results selection... (Urvalet cutoff-resultat) för att öppna dialogrutan Cutoff results selection (Urvalet cutoff-resultat).

Cutoff results selection (Urvalet cutoff-resultat)

Använd det här fönstret för att välja om ett kvalitativt resultat för en viss identifieringstyp ska visas eller inte.

Cutoff results selection... (Urvalet cutoff-resultat) innehåller följande delar:

Trädstrukturen Cutoff display selection (Urvalet cutoff-display)	Alla definierade identifieringsnamn visas i en trädstruktur, grupperade efter identifieringstyper. Varje identifierare är associerad med en kryssruta. Om du markera eller avmarkerar kryssrutan för ett identifieringsnamn anger du om de kvalitativa resultaten av de aktuella brunnarna kommer att visas eller inte. Efter utvärderingen visas endast cutoff-resultat för de valda identifieringstyperna.
---	---

4.3.11 Utvärdera data: QC-validering

Valideringar används för att kontrollera giltigheten hos ett test. Om de definierade kriterierna inte uppfylls visas ett felmeddelande efter mätningen och inga cutoff-resultat visas. (Förutom att användaren har rätt att **fortsätta utvärderingen vid felmeddelande**) – se kapitel 9.6 Användarrättigheter.

När du har valt rätt indata ska de önskade formlerna anges i listfältet **Validation Conditions (Valideringsvillkor)**. En formelredigerare hjälper användaren att skapa motsvarande matematiska formler.

Exempel:

Om valideringskriterierna definieras på följande sätt:

NC1>0 och NC1<0.1

kontrollerar utvärderingen om den negativa kontrollen kan hittas inom det givna intervallet. Om inte visas ett felmeddelande.

Dialogrutan **Define QC Validations (Definiera QC-valideringar)** innehåller följande element:

Rullgardinsmenyn Input Data (Indata)	Välj de relevanta data som valideringen ska tillämpas. Till exempel: Rådata, osv.
Urvalsältet Exp. group (Försöksgrupp)	Om plattan innehåller flera tester ska den relevanta försöksgruppen där valideringen ska gälla, väljas ut. Om plattan endast innehåller ett test är endast en grupp tillgänglig.
Urvalsältet Validation group (Valideringsgrupp)	Använd Validation groups ((Valideringsgrupp) för att definiera valideringskriterier för samma försöksgrupp med olika indata.
Listfältet Validation Conditions (Valideringsvillkor)	Denna endimensionella lista kommer att fyllas med de formler och logiska ekvationer som definierar Validation Conditions (Valideringsvillkor). Dessa logiska ekvationer ger ett logiskt resultat. Programmet undersöker indata med hjälp av denna ekvation, och om valideringskriterierna är uppfyllda ger programmet resultatet TRUE. Om kriterierna inte uppfylldes visas resultatet FALSE och ett felmeddelande.
Grupprutan Formula input (Inmatning av formel)	Delar av formlerna som ska anges i fältet Validation Conditions (Valideringsvillkor) kan väljas från följande rullgardinsmenyer: <ul style="list-style-type: none"> • Rullgardinsmenyn Variables (Variabler) Alla tillgängliga variabler visas. • Knappen ... Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Define Constants (Definiera konstanter). • Rullgardinsmenyn Operators (Operatorer) Alla tillgängliga operatorer visas. • Rullgardinsmenyn Functions (Funktioner) Med hjälp av den angivna paletten, kan följande funktioner väljas: • Se kapitel 11.3 Hur man skriver en formel för ytterligare detaljer.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Plate to Plate QC (QC platta-till-platta)

Använd det här alternativet för att definiera en långsiktig QC-validering (se kapitel 7.4.2 Verktygsfältet: File (Fil)/QC platta-till-platta):

Rullgardinsmenyn Input data (Indata)	Välj de relevanta data som valideringen ska tillämpas från rullgardinsmenyn.
Kryssrutor Kontroll	Välj typ av kontroll från rullgardinsmenyn och ange sedan det förväntade medelvärde och standardavvikelsen. En rullningslist visas bredvid dialogkontrollerna om du vill definiera fler än fyra QC-kontroller.
Alternativen Workspaces to be evaluated (Arbetsytor som ska utvärderas)	Välj lämpligt filter för att definiera vilka arbetsytor som ska utvärderas.

4.3.12 Datahantering: Dataexport

Data som ska exporteras till en ASCII- eller Excel-fil kan väljas i den här dialogrutan:

Listan Available data (Tillgängliga data)	En lista med alla tillgängliga data visas, beroende på metoddefinitionen.
← och → knappar	Data för export kan väljas enkelt genom att dra och släppa eller genom att klicka på data i fönstret Available data (Tillgängliga data) och sedan på pilen som pekar mot fönstret Selected data (Utvalda data). Data kan avmarkeras genom att utföra proceduren i omvänd ordning
Knapparna Up (Upp) och Down (Ner)	Ordningen på de utvalda data kan ändras genom att välja ett element och trycka på knappen Up (Upp) för att flytta det uppåt eller Down (Ner) för att flytta det nedåt.
Listan Selected data (Utvalda data)	Den här listan visar alla utvalda data som har överförts från fältlistan Available data (Tillgängliga data).
Knappen Export options... (Exportera alternativ)	Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Export options... (Exportera alternativ).

Den faktiska exporten av data sker endast med hjälp av automatiserad databehandling (se 4.3.14 Datahantering: Automatiserad datahantering).

Export Options (Exportera alternativ)

Dialogrutan **Export options...** (Exportera alternativ) innehåller följande element

Grupprutan Direction (Riktning)	Användaren kan bestämma om plattdata ska extraheras horisontellt rad för rad eller vertikalt, kolumn för kolumn, och skrivs i denna ordning till filen.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknappen Horizontal (Horisontell) Data samlas i rader.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknappen Vertical (Vertikal) Data samlas i kolumner.
Grupprutan Result (Resultat)	Välj om du vill exportera data i form av en matris eller en kontinuerlig lista:
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknappen Matrix (nested) (Matris - nästlad) Data från alla utvalda dataset ordnas i en enstaka matris. Denna matris innehåller de första kolumnerna för alla dataset följt av de andra kolumnerna för alla dataset.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknappen Matrix (separated) (Matris - separerad) Data för varje utvald dataset ordnas i en separat matris.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknappen Matrix (XFluor style) (Matris - Xfluor-stil) Data för varje utvald dataset ordnas i en separat matris tillsammans med kolumn- och brunnbeskrivning på liknande sätt som i XFluor.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknappen Table (well data in rows) (Tabell - brunn-data i rader) Alla data för en brunn ordnas i horisontell riktning, och börjar med data i brunnen som är placerad i A1.
	<ul style="list-style-type: none"> Alternativknappen Table (well data in columns) (Tabell - brunn-data i kolumner) Alla data för en brunn ordnas i vertikal riktning, och börjar med data i brunnen som är placerad i A1.
	<p>Om kryssrutan Add kinetic timestamps (Lägg till kinetiska tidsstämplar) är markerad läggs tidsstämplarna för mätningarna till.</p> <p>Om kryssrutan Add Temperatures (Lägg till temperaturer) är markerad läggs temperaturen för mätningarna till.</p> <p>Om kryssrutan Insert Data names (Infoga datanamn) är markerad visas en lista med namnen på exporterade data ovanpå ASCII-filen respektive Excel-kalkylbladet.</p>

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

<p>Grupprutan Add data (Lägg till data)</p>	<p>Ger valbara dataalternativ. Den valda informationen bifogas i slutet av data och exporteras sedan tillsammans med utvalda data. Välj respektive kryssrutor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kryssrutan Date/time of measurement (Datum/tid för mätning) • Kryssrutan Method filename (Filnamn på metod) • Kryssrutan Method pathname (Sökvägsnamn på metod) • Kryssrutan Workspace filename (Filnamn på arbetsyta) • Kryssrutan Workspace pathname (Sökvägsnamn på arbetsyta) • Kryssrutan Filter wavelength value(s) (Filtrera våglängdsvärden) • Kryssrutan User prompts (Användarprompt) • Kryssrutan Current user name (Nuvarande användarnamn) • Kryssrutan Measurement parameters (Mätparameterar) • Kryssrutan Multiplate plate information (Information om flera plattor) • Kryssrutan Workspace audit trail (Arbetsyta audit trail) (endast magellan Tracker) • Kryssrutan Workspace signatures (Underskrifter i arbetsytor) (endast magellan Tracker)
<p>Knappen Set as default (Ställ in som standard)</p>	<p>Inställningarna kan sättas som standardinställningar för framtida användning.</p>
<p>Restore default button (Knappen Återställ till standard)</p>	<p>Inställningarna återställas till de tidigare definierade standardvärdena.</p>

Exempel

Rådata, kinetikcykel 1, tidsstämpel 0 s

11 12 13

21 22 23

Rådata, kinetikcykel 2, tidsstämpel 33 s

81 82 83

91 92 93

<p>Matris (nästlad), horisontell: 11 81 12 82 13 83 21 91 22 92 23 93</p>	<p>Matris (separerad), horisontell, med tidsstämplar: 0 s 11 12 13 21 22 23 33 s 81 82 83 91 92 93</p>	<p>Matris (XFluor-stil): <> 1 2 3 A 11 12 13 B 21 22 23 <> 1 2 3 A 81 82 83 B 81 82 83</p>
<p>Tabell (brunnsdata i rader), horisontell, med tidsstämplar: 0 s 33 s 11 81 12 82 13 83 21 91 22 92 23 93</p>	<p>Tabell (brunnsdata i kolumner), horisontell: 11 12 13 21 22 23 81 82 83 91 92 93</p>	<p>Tabell (brunnsdata i kolumner), vertikal: 11 21 12 22 13 23 81 91 82 92 83 93</p>

Export to ASCII File (Exportera till ASCII-fil)

Dialogrutan **Export to ASCII File (Exportera till ASCII-fil)** innehåller följande element:

<p>Grupprutan Decimal character (Decimaltecken)</p>	<p>Decimaltecknet kan vara en punkt eller ett kommatecken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Point (x.xx) (Punkt) • Alternativknappen Comma (x,xx) (Komma)
<p>Grupprutan Delimiter (Avgränsare)</p>	<p>Det här alternativet ställer in en avgränsare för att separera de individuella värdena inom data på raderna i en ASCII-fil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Tabulator (Tabulator, tabb) Standardalternativet använder tabb som avgränsare. • Alternativknappen Other symbol (Annan symbol) Om det väljs kan ett användardefinierat avgränsningstecken anges.
<p>Grupprutan Path (Sökväg)</p>	<p>Det här alternativet anger sökvägen där ASCII-filen kommer att lagras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Export default (Exportera standard) • Alternativknappen Use path (Använd sökväg): Välj en sökväg där ASCII-filen ska lagras.
<p>Grupprutan Encoding (Kodning)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Välj exportkod: • ANSI: För ANSI-kompatibla tecken. • Unicode: För tecken som inte kan exporteras med ANSI-kod (t.ex. kinesiska, kyrilliska).

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Knappen Set as default (Ställ in som standard)	Inställningarna kan sättas som standardinställningar för framtida användning.
Knappen Restore default (Återställ till standard)	Inställningarna kan återställas till de tidigare definierade standardvärdena.



FÖRSIKTIGHET
EN LÄMPLIG AVGRÄNSARE FÖR EXPORT MÅSTE VÄLJAS.
EXPORTAVGRÄNSAREN OCH DECIMALTECKNET FÅR INTE VARA
DETSAMMA. TAB ÄR STANDARD SOM AVGRÄNSARE, MEN EN
ANNAN SYMBOL KAN VÄLJAS.

Export to Excel (Exportera till Excel)

Dialogrutan Export to Excel (Exportera till Excel) innehåller följande element:

Grupp-rutan Target (Mål)	<p>Alternativknapparna definierar var överförda data ska placeras i Excel. Detta alternativ gäller även för automatisk Excel-export.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen New workbook (Ny arbetsbok) Överförda data lagras i det första kalkylbladet i en ny arbetsbok. En ny fil skapas alltid, oavsett om Excel startas eller inte. • Alternativknappen New worksheet (Nytt kalkylblad) De överförda data placeras i ett nytt kalkylblad i en öppen, aktiv Excel-arbetsbok. Om Excel inte är öppet när du väljer det här alternativet startas det och en ny arbetsbok skapas med önskade data i det första kalkylbladet. • Alternativknappen Insert into worksheet at cell (Infoga i kalkylbladet i cell) och textfält för cellkoordinater Det första värdet av överförda data placeras i den angivna cellen (standard är cell A1) i ett öppet, aktivt Excel-kalkylblad. Om Excel inte är öppet när du väljer det här alternativet kommer det att startas och en ny arbetsbok skapas. Önskade data infogas i det första kalkylbladet i den definierade cellen. • Alternativknappen Append to current worksheet (Bifoga till aktuellt kalkylblad) Med det här alternativet bifogas data till det aktuella kalkylbladet. Om Excel inte är öppet när du väljer det här alternativet kommer det att startas och en ny arbetsbok skapas. Önskade data infogas i det första kalkylbladet. • Använd Insert into Template (Infoga i mall) för att exportera data till en fördefinierad Excel-mall. Sökväg och namn på Excel-mallen måste anges genom att klicka på knappen.... Motsvarande cellposition måste anges.
------------------------------------	---

Knappen Set as default (Ställ in som standard)	Inställningarna kan sättas som standardinställningar för framtida användning.
Knappen Restore default (Återställ till standard)	Inställningarna kan återställas till de tidigare definierade standardvärdena.

4.3.13 Datahantering: Utskriven rapport

Dialogrutan Printed report (Utskriven rapport) innehåller formateringsfunktioner för pappersutskrifter för att anpassa innehållet och utseendet på utskriften.

Inställningarna för rapporterna är grupperade i fyra flikar som representerar följande formateringsområden:

- Fliken Data Selection (Dataurval)
- Fliken Page Setup (Sidinställning)
- Fliken Header (Sidhuvud)
- Fliken Footer (Sidfot)

Fliken Data Selection (Dataurval)

På fliken **Data Selection (Dataurval)** finns en lista över data som kan skrivas ut.

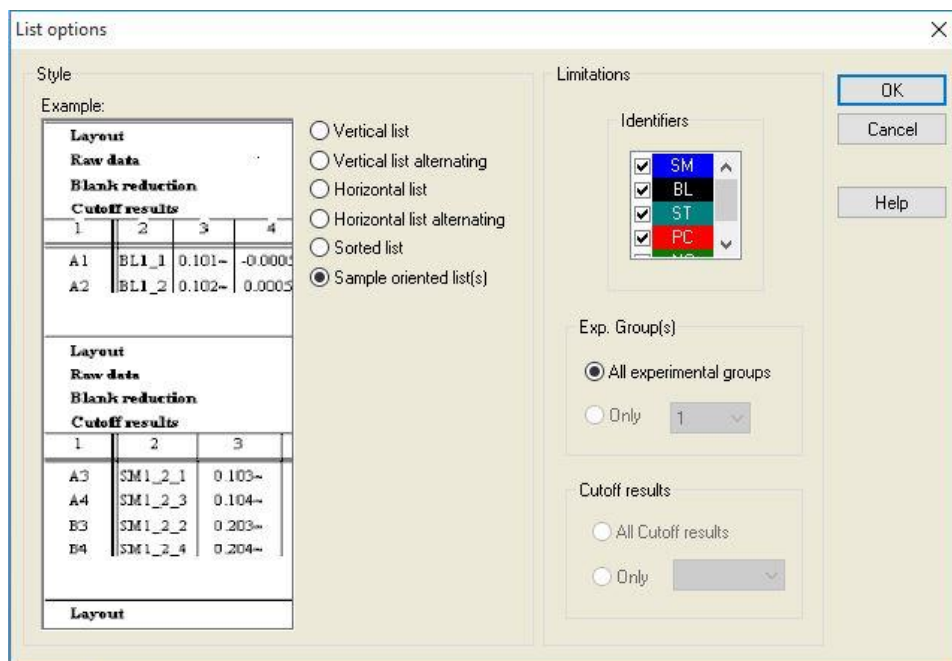
Skriv ut som gruppruta	<p>Välj om du vill skriva ut data i form av en matris eller en lista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • List (Lista) Det individuella listformatet (horisontellt, vertikalt, sorterat och alternerande) måste konfigureras i dialogrutan Properties... (Egenskaper) (se nedan). • Matrix (Matris) Med matrisvalet skrivs data ut i en tvådimensionell lista (matris).
Lista över datakällor och destinationer	<p>Två listor används för att definiera de utskrivna data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listan Available data (Tillgängliga data) Lista över alla tillgängliga data som kan skrivas ut. Sidbrytningar och skiljelinjer kan läggas till för att uppnå önskad layout. Element som ska skrivas ut kan väljas genom att dubbelklicka; de finns i listan över valda data. • Listan Selected data (Utvalda data) Lisa över all utvalda data som kommer att skrivas ut. Informativa anteckningar hjälper också till att förklara hur data kommer att skrivas ut, t.ex. om det kommer att visas i form av en matris, en lista, som datainsamling eller som ett diagram. Poster som visas under en rubrik kommer att inkorporeras i motsvarande list- eller matrisformat, vilket gör det möjligt att jämföra olika sets av värden, t.ex. mätvärden och resultat.
Knappen Append (Bifoga)	<p>Klicka på den här knappen för att överföra data som markerats i fönstret Available data (Tillgängliga data) till fönstret Selected data (Utvalda data). Du kan också använda drag and drop (Dra och släpp).</p>

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Knappen Insert (Infoga)	Använd det här alternativet om du vill visa två set av likadant formaterade data inom samma område. Först måste data från listan Available data (Tillgängliga data) väljas, sedan data från listan Selected data (Utvalda data) . När du klickar på knappen Insert (Infoga) kommer det förstnämnda elementet att inkluderas i det sistnämnda och det kommer då att uppta samma område i utskriften som det överordnade elementet. Om t.ex. standardavvikelsen ingår i elementets mätvärde, visas båda i den motsvarande cellen av en matris. Mätvärdena kommer i detta fall att fungera som det överordnade elementet och kommer därför att visas först.
Knappen Remove (Ta bort)	Valda element i listan Selected data (Utvalda data) kan raderas.
Knapparna Up (Upp) och Down (Ner)	Använd dessa knappar för att omorganisera sekvensen av listor, diagram, matriser... på utskriften eller för att omorganisera elementet inom en matris eller en lista.
Knappen Properties (Egenskaper)	Aktiveras när en lista väljs. Du kan välja stil och innehåll i listan.
Gruppruta Style (Stil)	Alternativknappen Vertical list (Vertikal lista) Skriver ut data i form av en vertikal lista (ordning A1, B1 och så vidare).
	Alternativknappen Vertical list alternating (Vertikal lista alternerar) Ordningen av data alternerar för varje rad eller kolumn (ordning A1, B1, ... H1, H2, G2, ... A2)
	Alternativknappen Horizontal list (Horisontell lista) Skriver ut data i form av en horisontell lista (ordning A1, A2 och så vidare).
	Alternativknappen Horizontal list alternating (Horisontell lista alternerar) Ordningen av data är alternerande för varje rad eller kolumn (ordning A1, A2, ...A12, B12, B11, ...B1).
	Alternativknappen Sorted list (Sorterad lista) Det här alternativet sorterar poster i alla kolumner enligt posterna i den första kolumnen. De alfanumeriska posterna i den första kolumnen är uppdelade i två delar, varav den första innehåller endast bokstäver och den andra siffror. Poster sorteras först i alfabetisk ordning. Poster med samma namn sorteras sedan numeriskt. Exempel: Du kan använda det här alternativet med prov-ID:n eller med layouten, begränsat till en försöksgrupp. En sortering av numeriska värden fungerar endast om alla poster är heltal.

Knappen **Sample oriented list (Orienterad lista för prov)**

Gör det möjligt att skriva ut individuella listor per prov. Separationen för de enstaka tabellerna görs antingen med hjälp av prov-ID:n (om tillgängligt) eller med hjälp av identifieringsnamnen på plattlayouten. Prov-ID:n behövs om layouten innehåller olika försöksgrupper som representerar olika parametrar för samma prover. Det är möjligt att kombinera listformatet **Sample oriented list (Orienterad lista för prov)** med andra parametrar som identifierare, försöksgrupper och cutoff-resultat.



Grupprutan **Limitations (Begränsningar)**

Välj mellan följande alternativ:

Identifiers (identifierare): välj eller avmarkera vilka identifierare som ska visas i listan.

Exp. Group (Försöksgrupp): välj mellan alla försöksgrupper eller ange numret på den försöksgrupp som ska visas i listan.

Cutoff results (Cutoff-resultat): välj mellan alla cutoff-resultat eller välj från listan vilka resultat som ska visas i listan.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

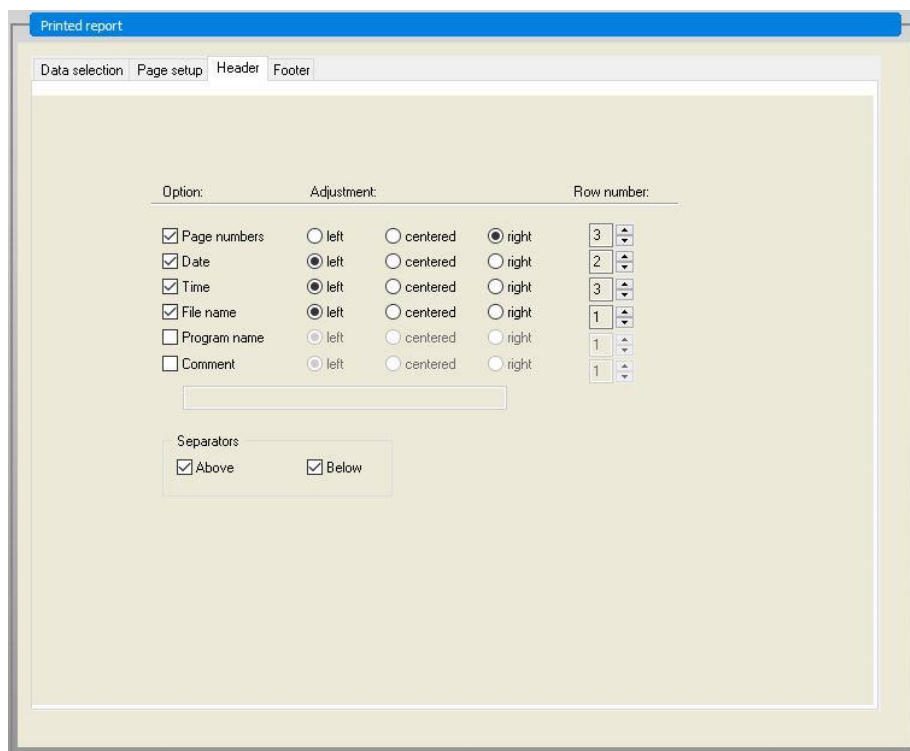
Fliken Page Setup (Sidinställning)

På fliken **Page Setup (Sidinställning)** definieras allmänna inställningar:

Grupprutorna Display Header/Footer (Visa sidhuvud/sidfot)	<ul style="list-style-type: none"> • Kryssrutan Print Header (Skriv ut sidhuvud) Om det väljs, skrivs sidhuvudet ut. • Kryssrutan Print Footer (Skriv ut sidfot) Om det är valt, skrivs sidfoten ut. • Alternativknappen Header (Sidhuvud) <ul style="list-style-type: none"> - Every page (Varje sida) (skriver ut sidhuvudet på varje sida) - First page only (Endast första sidan) (skriver ut sidhuvudet endast på den första sidan) - Except first page (Förutom första sidan) (skriver ut sidhuvudet på alla sidor utom den första) • Alternativknappen Footer (Sidfot) <ul style="list-style-type: none"> - Every page (Varje sida) (skriver ut sidfoten på varje sida) - First page only (Endast första sidan) (skriver ut sidfoten endast på den första sidan) - Except first page (Förutom första sidan) (skriver ut sidfoten på alla sidor utom den första)
Gruppen Print/Page (Skriv ut/sida)	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Color (Färg) Utskriften är i färger, om skrivaren har stöd för det. Brunnspecifika data skrivs ut i layoutens färg (till exempel: rådata från provet skrivs ut i blått). Cutoff-resultaten skrivs ut i intervallets färg (till exempel: "pos"-brunnar skrivs ut i rött). Diagrammen skrivs ut så som den visas. • Alternativknappen Black and white (Svartvit) Utskriften är svartvit.
Grupprutan Margins (Marginaler)	<p>I rullgardinslistan Unit (Enhet) kan du välja cm eller tum. Det finns fyra numeriska fält som definierar marginalerna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textfältet Left (Vänster): ange värdet för den vänstra marginalen. • Textfältet Right (Höger): ange värdet för den högra marginalen. • Textfältet Above (Ovanför): ange värdet för den övre marginalen. • Textfältet Below (Nedanför): ange värdet för den nedre marginalen.

Fliken Header (Sidhuvud)

På fliken **Header (Sidhuvud)** definieras innehållet i dokumentsidhuvudet:



<p>Kryssrutan Option (Alternativ)</p>	<p>Använd Option (Alternativ) för att välja någon av följande kryssrutor som ska skrivas ut i sidhuvudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page numbers (Sidnummer) • Date (current) (Aktuellt datum) • Time (Tid) • File Name (Filnamn) • Program name (Programnamn) • Comment (Kommentar) <p>Textfältet Comment (Kommentar) är aktivt, eftersom kryssrutan Comment (Kommentar) har markerats.</p>
<p>Alternativknappen Adjustment (Justering)</p>	<p>Välj ett av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left (Vänster) • Centered (Centrerad) • Right (Höger)
<p>Listan Row number (Radnummer)</p>	<p>Row number (Radnummer) är ett numeriskt fält där raden för varje alternativ kan justeras.</p>
<p>Kryssrutan Separators (Avskiljare)</p>	<p>I kryssrutorna för avskiljare anges var gränslinjerna ska visas. Dessa kan placeras under, över eller både under och över sidhuvudet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kryssrutan Above (Ovanför): Avskiljarlinjen visas ovanför rubriken. • Kryssrutan Below (Nedanför): Avskiljarlinjen visas under rubriken.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Fliken Footer (Sidfot)

På fliken **Footer (Sidfot)** definieras innehållet i dokumentfoten. Fliken **Footer (Sidfot)** innehåller samma element som fliken **Header (Sidhuvud)**. För en beskrivning av fliken Footer (Sidfot) se fliken sidhuvud.

Fliken Footer (Sidfot) försvinner om **Print Footer (Skriv ut sidfot)** inte är vald på fliken **Page setup (Sidinställning)**.

4.3.14 Datahantering: Automatiserad datahantering

Efter en mätning kan vissa åtgärder startas automatiskt.

Om du väljer dessa åtgärder utförs de kronologiskt i följande ordning:

- Om kryssrutan **load sample ID list (Ladda prov-ID-lista)** är markerad laddas en prov-ID-lista automatiskt.
- Om kryssrutan **save workspace (Spara arbetsyta)** är markerad (alltid markerad i **magellan** Tracker) sparas den skapade arbetsytan automatiskt.
- Om kryssrutan **export to ASCII file (Exportera till ASCII-fil)** är markerad exporteras de data som valts för export automatiskt till en ASCII-fil.
- Om kryssrutan **export to ASTM (Exportera till ASTM)** är markerad exporteras de data som valts för export automatiskt i ASTM-format efter att metoden körts och kan användas vidare i kompatibla laboratorieinformationssystem (LISLIS - Laboratorieinformationssystem).
- Om kryssrutan **export to Sample Tracking (Export av spårning av prov)** är markerad exporteras de data som valts för export automatiskt till Sample Tracking-systemet (Spårning av prov) när metoden körs. Mer information finns i motsvarande manual för Sample Tracking (Spårning av prov).
- Om kryssrutan **export to Excel (exportera till Excel)** är markerad exporteras de data som valts för export automatiskt till Excel.
- Om kryssrutan **print (Skriv ut)** är markerad skrivs de data som valts för den utskrivna rapporten automatiskt ut på standardskrivaren.
- Om kryssrutan **view results after measurement (visa resultat efter mätning)** är markerad visas mätdata och beräknade data för granskning.

More – Load Sample ID List (Mer – Ladda en prov-ID-lista)

Dialogrutan **More (Load Sample ID List) (Mer - Ladda prov-ID-lista)** innehåller följande element:

Grupperutan Filename (Filnamn)	<p>Välj filnamnet för den prov-ID-lista som ska laddas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Same filename as workspace (Samma filnamn som för arbetsytan) • Alternativknappen Filename (Filnamn) Ange ett filnamn i textfältet.
Grupperutan Path (Sökväg)	<p>Välj den sökväg där prov-ID-listan lagras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Sample ID list default path (Standardsökväg för prov-ID-lista) • Alternativknappen Use path (Använd sökväg): Välj valfri sökväg.

Gruppnrutan Format	<p>Välj formatet för den prov-ID-lista som ska laddas (se kapitel 5.2.3 Importera en prov-ID-lista för detaljer):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Autodetect from the list of supported formats (Autodetektera från listan över format som stöds) • Alternativknappen Custom file format (Anpassa filformat): Klicka på knappen File format... (Filformat) för att öppna dialogrutan Custom Format (Anpassa format).
---------------------------	--



Anmärkning

Om en endast delvis fylld prov-ID-lista laddas automatiskt, raderas alla oanvända prover automatiskt från layouten.

Om en slutlig kontroll (t.ex. i brunn H12) har definierats i layouten flyttas denna kontroll automatiskt till brunnen efter den senast använda provbrunnen.



Anmärkning

Automatiskt laddade prov-ID-listor bör endast innehålla prov-ID:n och får inte innehålla ID:n för icke-prover (kontroller, standarder osv.).

More – Workspace Name (Mer – Arbetsytans namn)

När du väljer **Save workspace – More (Spara arbetsyta – Mer)** visas dialogrutan **Workspace Name (Arbetsytans namn)** med följande element:

Gruppnrutan Format	<p>En av de föreslagna alternativknapparna måste väljas för att definiera standardnamn för arbetsytan. Namnet kan bestå av datumet, räknaren eller bokstäver. En annan möjlighet är att kombinera datumet med ditt urval av bokstäver. Räknare som används tillsammans med datumet nollställs dagligen, annars ökas räknaren med varje mätning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum (DDMMYYYY) + alternativknappen Counter (Räknare) • Datum (YYYYMMDD) + alternativknappen Counter (Räknare) • Alternativknappen Total Counter (Totalräknare) • Alternativknappen Use available barcode (Använd tillgänglig streckkod)
Textfältet Prefix	Den angivna texten läggs till i början av arbetsytans namn enligt definitionen ovan.
Textfältet Example (Exempel):	Textfältet Example (Exempel) visar ett exempel på det aktuella urvalet.
Knappen Set as default (Ställ in som standard)	Inställningarna kan sättas som standardinställningar för framtida användning.
Knappen Restore default (Återställ till standard)	Inställningarna kan återställas till de tidigare definierade standardvärdena.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

More – Export to LIS (Mer – Exportera till LIS)

Dialogrutan **More (Export to LIS)** (Mer – Exportera till LIS) innehåller följande element:

<p>Grupprutan ASTM delimiter definition (Definition av ASTM-avgränsare)</p>	<p>Definiera ASTM-avgränsare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Field delimiter (Fältavgränsare): Ange ett tecken för att separera fält (som standard) • Repeat delimiter (Avgränsare för upprepning): Ange ett tecken för upprepning (\ som standard) • Component delimiter (Avgränsare för komponent): Ange ett tecken för att separera komponenter (som standard ^). • Escape character (Escape-tecken): Ange ett tecken för escape (& som standard).
<p>Grupprutan Sender ID (Avsändar-ID)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definiera inställningarna för Sender ID som ska visas i sidhuvudet på en ASTM-fil: • Textfältet Sender ID (Avsändar-ID): Tomt som standard. Om namnet är definierat, t.ex. SUNRISE, visas det i sidhuvudet på ASTM-filen (e.g. H \^& SUNRISE^magellan V7.2^Tracker). • Append app. name (Bifoga programnamn): Om vald exporteras programnamnet, dvs. magellan i sidfoten på ASTM-filen (t.ex. magellan V7.2^Tracker). • Append app. version (Bifoga programversion): Om det väljs exporteras versionsnumret av magellan i sidhuvudet på ASTM-filen (t.ex. Standard eller Tracker)
<p>Grupprutan LIS assay name (LIS-analysnamn)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Välj det LIS-analysnamn som ska visas i testorder- och resultatposten i ASTM-filen. • Use method name (Använd metodnamn): namnet på den metod som används för mätningen. • Textfältet Use name (Använd namn): definiera ett nytt namn som ska visas. • Exempel: ASTM_Test • Testorderpost: O 1 SampleID ^method name ^Date and time of measurement (O 1 ProvID ^methodnamn ^Datum och tid för mätning) • Resultatpost: R 1 ^method name^results (R 1 ^metodnamn^resultat)
<p>Grupprutan Encoding (Kodning)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Välj exportkod: • ANSI: För ANSI-kompatibla tecken. • Unicode: För tecken som inte kan exporteras med ANSI-kod (t.ex. kinesiska, kyrilliska).
<p>Grupprutan Path (Sökväg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definiera sökvägen för ASTM-export : • Export default path (Exportera till standardsökväg): exporten utförs till den mapp som definieras i Miscellaneous (Övrigt). • Textfältet Use path (Använd sökväg): definiera en ny exportväg.

Knappen Set as default (Ställ in som standard)	<ul style="list-style-type: none"> Med det här alternativet kan inställningarna sättas som standardinställningar för framtida användning.
Knappen Restore default (Återställ till standard)	<ul style="list-style-type: none"> Med det här alternativet kan inställningarna återställas till de tidigare definierade standardvärdena.

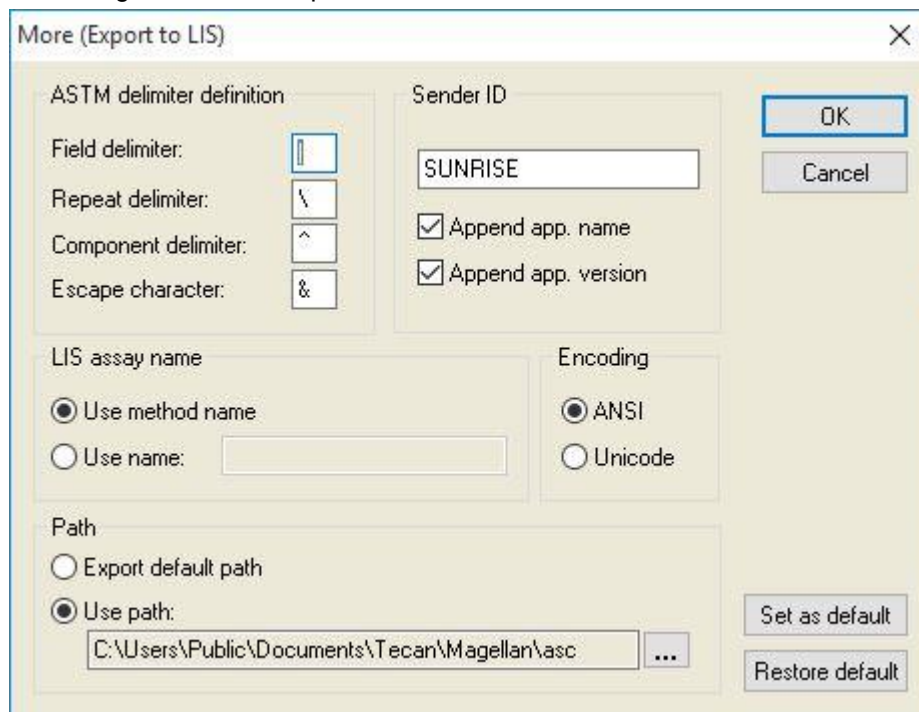
ASTM Export – Example File (ASTM-export – Exempelfil)

Varje ASTM-exportfil (.txt) består av följande komponenter:

	<ul style="list-style-type: none"> Meddelandets rubrikpost: H ^& SUNRISE^magellan V7.2^Tracker
	<ul style="list-style-type: none"> Patientens informationspost (P): P 1 Sample ID 1 for patient 1 (P 1 Prov-ID 1 för patient 1)
	<ul style="list-style-type: none"> Testorderpost (O): O 1 SampleID ^method name Date and time of measurement (O 1 ProvID ^metodnamn Datum och tid för mätning)
	<ul style="list-style-type: none"> Resultatpost (R): R 1 ^method name^results (R 1 ^metodnamn^resultat)
	<ul style="list-style-type: none"> Meddelandets avslutarpost: L 1 N

Exempel:

Inställningar för ASTM-export:



4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

Motsvarande ASTM-fil:

```
H|^&||SUNRISE^magellan V7.2^Tracker
P|1|sample1
O|1|sample1|^ASTM_Test|20180315091504
R|1|^ASTM_Test^Raw data^A1|0.101~|OD|
P|2|sample2
O|1|sample2|^ASTM_Test|20180315091504
R|1|^ASTM_Test^Raw data^B1|0.201~|OD|
P|3|sample3
O|1|sample3|^ASTM_Test|20180315091504
R|1|^ASTM_Test^Raw data^C1|0.301~|OD|
```

More – View Results (Mer – Visa resultat)

Dialogrutan **More – View Results** (Mer – Visa resultat) innehåller följande element:

Grupprutan Plate view (Plattvy)	<p>Välj de data som ska visas i plattvyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rullgardinsmenyn 1st line in well (fixed) (1:a raden i brunnen - fast): Välj ett namn från de tillgängliga datanamnen. • Rullgardinsmenyn 2nd line in well (fixed) (2:a raden i brunnen - fast): Välj ett namn från de tillgängliga datanamnen. • Rullgardinsmenyn 3rd line in well (fixed) (3:e raden i brunnen - fast): Välj ett namn från de tillgängliga datanamnen. Till skillnad från de två första raderna tillämpas detta urval endast för första gången. När annan data som ska visas i plattvyn väljs i kontrollfältet visas denna data på 3:e raden. De två första raderna förblir oförändrade. <p>1:a och 2:a raden kan utelämnas genom att välja not used (Inte använd), vilket gör plattvyn mer lättläst.</p>
Grupprutan Text box (Textruta)	<p>Välj ett namn från de tillgängliga datanamnen. Detta urval tillämpas endast för första gången. När annan data som ska visas i textrutan väljs i kontrollfältet visas denna data på 3:e raden.</p>

4.3.15 Miscellaneous (Övrigt):Användarprompt

I **Kontrollfältet**, expandera **Miscellaneous (Övrigt)** och välj **User prompts (Användarprompt)**.

I varje **Prompt**-fält i listan kan du ange ett nyckelord. Nyckelordet visas sedan före mätningen. Text kan skrivas in, t.ex. LOT-nummer eller analytikerns fullständiga namn.

Genom att välja **Req. (required) (Krav)** kan en mätning endast påbörjas efter mottagande av en inmatning (en textinformation måste läggas till i fältet **Prompt answer (Promptsvar)**).

Prompter kommer också att visas i listan över tillgängliga data för utskrift.

4.3.16 *Miscellaneous (Övrigt): Nummerformat*

I **Kontrollfältet**, expandera **Miscellaneous (Övrigt)** och välj **Number format (Nummerformat)**.

Dialogrutan **Number format (Nummerformat)** används för att ställa in det numeriska formatet för visning av värden. Dessutom kan det vetenskapliga talformatet för värden utanför intervallet väljas.

Standardinställningen är 5 signifikanta siffror. Om du väljer **User defined (Användardefinierad)** kan du ställa in ett sifferformat med 1–10 heltalsställen och 0–7 decimaler.

Om det användardefinierade nummerformatet har valts måste de två numeriska datafälten ställas in.

Dessutom kan den vetenskapliga (med exponent) eller icke-vetenskapliga beskrivningen användas. Ett exempel på formatet för det aktuella valet visas.

Klicka på **Set as default (Ställ in som standard)** eller **Restore default (Återställ till standard)** för att spara den inmatade definitionen.

4.3.17 *Miscellaneous (Övrigt): Metodanteckningar*

I **Kontrollfältet**, expandera **Miscellaneous (Övrigt)** och välj **Method notes (Metodanteckningar)**.

I fältet **Method notes (Metodanteckningar)** kan användaren lägga till några kommentarer till filnamnet som visas på metodutskriften.

Enkel formatering som fet, kursiv, understruken och färgad text är möjlig. Formatering kan utelämnas vid utskrift.

4.4 Spara metoden

Klicka på **Finish (Slutför)** och spara metoden via fönstret **Save as (Spara som)**, som innehåller följande element:

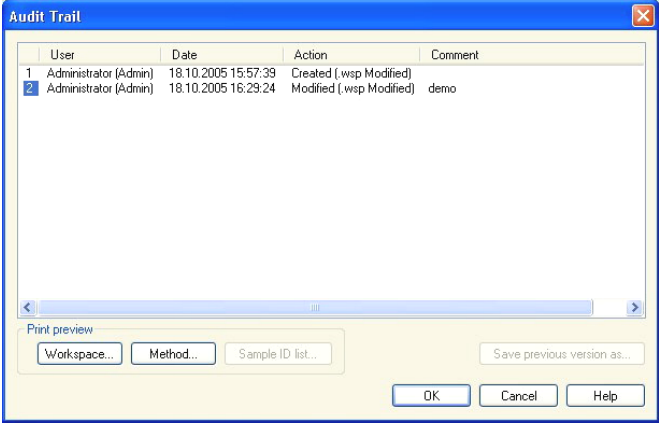
Fältet Filename (Filnamn)	Ange eller ändra metodens filnamn.
Fältet File remarks (Filkommentarer)	Lägg till några kommentarer till filnamnet, som kommer att visas till exempel i dialogrutorna Open file (Öppna fil) .
Fältet Audit trail comment (Audit trail kommentar)	Lägg till en kommentar, som kommer att sparas i audit trail (endast tillgängliga för magellan Tracker).
Knappen Organize favorites... (Organisera favoriter)	Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Organize favorites (Organisera favoriter) . Se 6.4 Start Favorite (Starta Favorit) för ytterligare information.
Kryssrutan Run this method now (Kör denna metod nu)	Markera den här kryssrutan om du vill starta metoden omedelbart efter att du har avslutat den här guiden.

Det ändrade dokumentet kan sparas under sitt nuvarande filnamn eller under ett annat namn.

Klicka på **Save&Finish (Spara och slutför)** för att spara metoden och stänga guiden **Create/Edit a Method (Skapa/redigera en metod)**

Ytterligare knappar i **magellan** Tracker:

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)

<p>Knappen Audit trail...</p>	<p>Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Audit trail... där användaren, datumet, den utförda åtgärden och en kommentar visas.</p> <p>En förhandsgranskning av arbetsytan, metoden och prov-ID-listan för den aktuella och alla tidigare versioner kan visas genom att klicka på lämpliga knappar.</p> <p>Dessutom är det möjligt att spara en tidigare version av metoden under ett annat namn.</p> 
<p>Knappen Signature... (Underskrift)</p>	<p>Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Signature... (Underskrift) där användare, datum, åtgärd och kommentar visas.</p> <p>Den här knappen är endast tillgänglig när filen har signerats med hjälp av guiden Attach Signature (Bifoga underskrift). Se kapitel 8 Guiden Bifoga underskrift för ytterligare detaljer.</p>
<p>Fältet Method password (Lösenord för metod)</p>	<p>När du anger ett lösenord för en metod kommer metoden att vara lösenordsskyddad och kan inte ändras förrän rätt lösenord har angetts. Se detaljerad beskrivning nedan.</p>

4.4.1 Lösenordsskydd av metoder

Skydda metod med ett lösenord

Användare som har rättigheten att skapa och redigera metoder kan skydda metoder genom att tilldela dem ett lösenord.

Som standard har **Administrators (Administratörer)** och **Application Specialists (Programspecialister)** de nödvändiga rättigheterna.

När en ny metod skapas kan lösenordsskyddet ställas in på fliken **Save as (Spara som)** i guiden **Create/edit a method (Skapa en metod)**. Ange metodens namn, skriv lösenordet i redigeringsfältet **Method password (Lösenord för metod)** i (dialogrutans nedre högra hörn) och klicka på **Finish (Slutför)**.

Bekräfta lösenordet i dialogrutan **Method password (Lösenord för metod)** som visas och klicka på **OK**. Metoden sparas med lösenordsskydd.

Redan sparade, men inte lösenordsskyddade metoder kan skyddas genom att öppna metoden och ange lösenordet i fliken **Save as tab (Spara som)** enligt beskrivningen ovan.

Redigera lösenordsskyddade metoder

Om du vill öppna en lösenordsskyddad metod anger du det korrekta lösenordet för metoden. Metoden öppnas i **Edit mode (Redigeringsläge)**. Det är möjligt att redigera och spara metoden.

Om **Read only (Skrivskyddad)** väljs, öppnas metoden i skrivskyddat läge. Det är fortfarande möjligt att redigera metoden, men det är inte möjligt att spara ändringarna.

Ändra lösenordet på en lösenordsskyddad metod

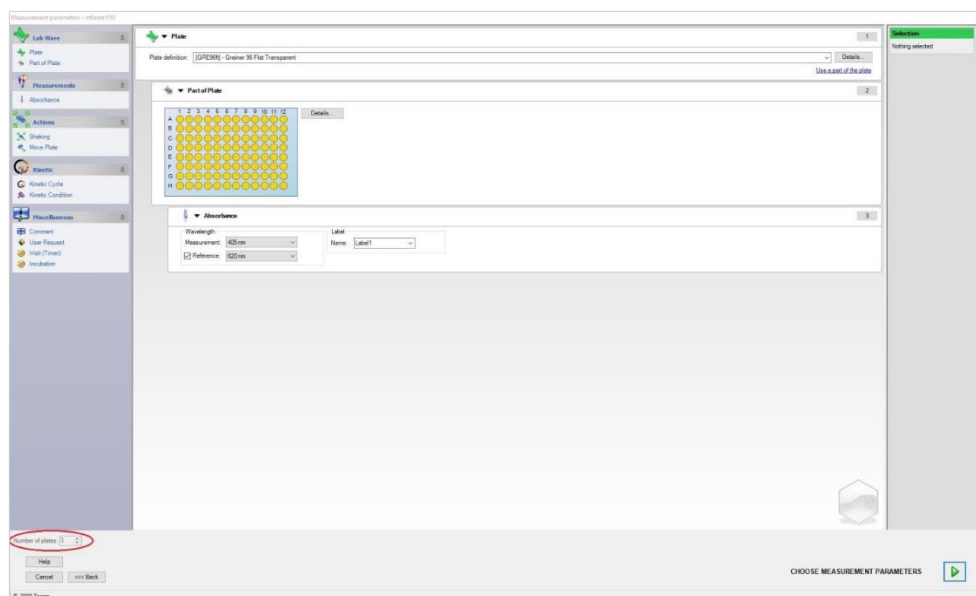
För att ändra lösenordet för en lösenordsskyddad metod öppnar du metoden i **Edit mode (Redigeringsläge)** (lösenord krävs) och ange ett nytt lösenord i redigeringsfältet **Method password (Lösenord för metod)** i Fliken **Spara som (Spara som)**. Klicka på **Finish (Slutför)**.

Bekräfta lösenordet i dialogrutan **Method password ((Lösenord för metod)** och klicka på **OK**.

4.5 Metoder med flera plattor

Vid anslutning till ett INFINITE F50-instrument kan metoder med flera plattor definieras.

Antalet plattor som ska mätas kan ställas in i redigeraren för mätparametrar under metoddefinitionen.

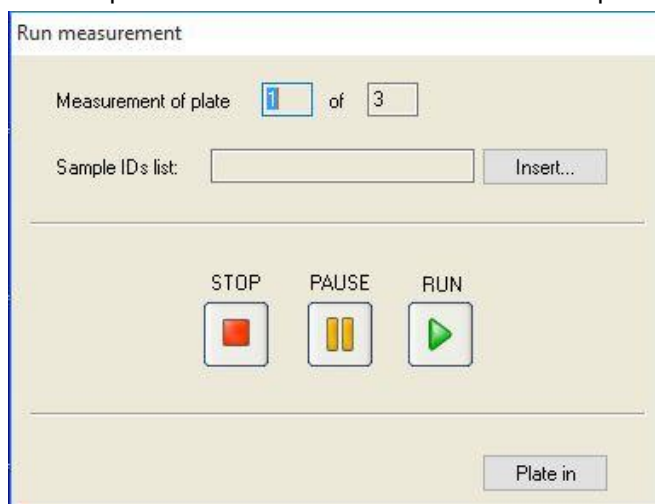


När två eller flera plattor ska mätas finns en räknare tillgänglig för att växla mellan plattorna i fönstret **Define Evaluation (Definiera utvärdering)** också.

4. Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)



Alla andra parametrar kan definieras på samma sätt som för metoder med en enstaka platta. När du startar en metod med flera plattor visas följande dialogruta:



Sample IDs List (Prov-ID-lista)	För varje enstaka platta kan en prov-ID-lista väljas.
Knappen STOP (Stopp)	Mätningen stoppas. Data för de redan uppmätta plattorna visas i det skapade arbetsytan och det är inte möjligt att lägga till mätningar av ytterligare plattor.
Knappen PAUSE (Paus)	Mätningen pausas. Data för de redan uppmätta plattorna visas i det skapade arbetsytan, men det är möjligt att lägga till mätningar av ytterligare plattor.
Knappen RUN (Kör)	Mätning av nästa platta påbörjas.
Plate in/ Plate out (Platta in/platta ut)	Plattan flyttas in i eller ut ur instrumentet.

När du kör en metod med flera plattor kan du pausa mätningen mellan två plattor, spara de uppnådda resultaten och fortsätta mätningen för de återstående plattorna vid ett senare tillfälle. Om **Automatic save workspace (Spara arbetsytan automatiskt)** väljs, sparas arbetsytan efter varje enstaka mätning.

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

5.1 Inledning

Create/edit a sample ID list wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista) används för att skapa nya provlistor eller redigera befintliga provlistor.

Sammanfattning av arbetsflöde

Starta guiden **Create/edit a sample ID list (Skapa/redigera en prov-ID-lista)**. Efter en välkomstsida visas sidan **File selection (Filval)**. Välj ett av alternativen: **Create new (Skapa ny)** prov-ID-lista eller **Edit (Redigera)** en befintlig prov-ID-lista och spara ID-listan med hjälp av sidan **Save as (Spara som)**.

5.2 Create/Edit a Sample ID List (Skapa/redigera en prov-ID-lista)

File Selection (Filval) innehåller följande element:

Alternativknappen a) Create new (Skapa ny)	En ny prov-ID-lista kan skapas.
Alternativknappen b) Edit (Redigera)	En befintlig prov-ID-lista kan ändras.
Kombinationsrutan Show (Visa)	Filerna visas i enlighet med det valda urvalet: <ul style="list-style-type: none"> All files (Alla filer) My files (Mina filer): Det här alternativet är tillgängligt om användaradministrationen är aktiverad (alltid aktiverad i magellan Tracker)
Listan Filename (Filnamn)	Den prov-ID-lista som ska redigeras måste väljas. Fältet Remarks (Anmärkningar) bredvid varje filnamn innehåller - om det anges - en kort beskrivning av prov-ID-listan. Alla prov-ID-listor som finns tillgängliga i standardkatalogen för prov-ID-listor och som uppfyller de filterkriterier som valts i kombinationsrutan show visas.
Knappen Print Preview... (Förhandsgranskning av utskrift)	En förhandsgranskning av den valda prov-ID-listan visas och en utskrift kan påbörjas.

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

5.2.1 Skapa ny prov-ID-lista)

I fönstret **Select Plate Type (Välj platttyp)** kan antalet prov-ID:n per brunn och den platttypen som ska användas väljas. Alternativet **Import from external sample ID list (Importera från extern prov-ID-lista)** möjliggör sökning efter olika typer av prov-ID-filer och importerar dem till **magellan**.

**Anmärkning**

Vissa prov-ID-listor kan innehålla ytterligare information, t.ex. koncentrationer och spädningar, som kan påverka utvärderingen av mätdata.

Dialogrutan **Select plate type (Välj platttyp)** innehåller följande element:

**Settings
(Inställningar)**

Alternativknapparna
Sample IDs per well
(Prov-ID:n per brunn)

Ange det antal prov-ID:n som krävs per brunn (maximalt tre kan anges).

Alternativknapparna
Printout (Utskrift)

Definiera layouten för utskrift av prov-ID-listan.

Alternativknappen
Plate type (Platttyp)

Fyra alternativknappar definierar vilken platttyp som ska väljas:

- **Plate type from method** (Platttyp från metod)
Välj en metod för att läsa in plattlayouten. Klicka på **Load** (Ladda) för att söka efter befintliga metodfiler. Dialogrutan Windows™ **Open** (Öppna) visas. Välj önskad fil och klicka på **Open** (Öppna).
- **Standard plate type** (Standard platttyp)
Plattstyper med standardgeometri kan väljas för att definiera plattformet. När den är aktiverad kan en standardgeometrisk platttyp väljas från en tillhörande rullgardinsmeny.
- **Plate type from pdf-file** (Platttyp från PDF-fil)
En fördefinierad pdf-fil (SUNRISE-instrument) eller en pdfx-fil (INFINITE F50-instrument) kan användas för att definiera plattformet.
- **Import from external Sample ID list** (Importerera från extern prov-ID-lista)
En extern filtyp kan väljas för import som prov-ID-lista. Se kapitel 5.2.3 Importera en prov-ID-lista.

Knappen **Enter sample IDs (Ange prov-ID:n)** är endast aktiverad om de nödvändiga inställningarna har definierats (metod har laddats, standardplatttyp eller PDF-fil har valts).

5.2.2 Import/Edit a Sample ID List (Importerera/redigera en prov-ID-lista)

Efter att ha valt platttyp, visas fönstret **Import/edit a sample ID list (Importerera/redigera en prov-ID-lista)**:

- Verktygsfält med knapparna Settings (Inställningar), Edit (Redigera), Autofill (Autofyll), Delete (Radera), Undo/Redo (Ångra/Gör om), Print format (Skriv ut format) Print preview (Förhandsgranskning av utskrift), och Zooming (Zooma).
- Plattvy med en schematisk layout av en mikroplatta.
- Prov-ID-lista (när **Plate type from method (Platttyp från metod)** har valts)
- Dialogruta för att infoga prov-ID:n (när **Standard plate type (Standard platttyp)** har valts)

Om en ny prov-ID-lista ska skapas tilldelas inga prov-ID:n till brunnarna. En brunn kan väljas genom att klicka på brunnen.

Alla nödvändiga prov-ID:n måste anges antingen manuellt eller med hjälp av knapparna i verktygsfältet. De kan även läsas av den handhållna streckkodsläsaren för prov-ID:n. Prov-ID:n kan definieras och redigeras i den definierade mikroplattstypen. Upp till tre prov-ID:n kan anges i varje brunn. Prov-ID:n kan flyttas eller kopieras.

När en metod har valts visas listan **Lista över alla prover från plattans layout (Lista över alla prover från plattlayouten)** på vänster sida. Endast prover utan replikat visas i listan. Prov-ID:n kan anges antingen i listan eller på plattan. Alla ändringar visas omedelbart.

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

Knappar i verktygsfältet

Knappen Settings... (Inställningar)	Knappen öppnar Sample ID List Settings (Inställningar för prov-ID-listan) där antalet prov-ID:n per brunn kan väljas.
Knappen Edit... (Redigera)	Knappen Edit (Redigera) öppnar dialogrutan Edit Well (Redigera brunn) . Prov-ID:n för den markerade brunnen kan redigeras. Se nedan för mer information.
Knappen Autofill... (Autofyll)	Hela plattan eller en del av plattan kan väljas för att automatiskt fyllas med prov-ID:n. När du har valt motsvarande brunnar klickar du på Autofill (Autofyll) för att öppna dialogrutan Autofill Selection (Autofyll urval) . Se nedan för mer information.
Knappen Delete (Radera)	Hela plattan eller en del av plattan kan väljas. Den här funktionen raderar prov-ID:n för de valda brunnen omedelbart. Ingen dialogruta begär en bekräftelse. Klicka på Delete (Radera) eller tryck på DEL för att radera prov-ID:n i de valda brunnen.
Knappen Undo (Ångra)	Ångrar den senaste åtgärden. Klicka på Undo (Ångra) eller tryck på CTRL-Z för att ångra en tidigare åtgärd.
Knappen Redo (Gör om)	Upprepar den åtgärd som utfördes före ångra-steget. Klicka på Redo (Gör om) eller tryck på CTRL+Y för att göra om en åtgärd som ångrades.
Print format (Skriv ut format)	Välj layout för utskrift av prov-ID-listan: <ul style="list-style-type: none"> • horiz. Table (Horisontell tabell) • vert. Table (Vertikal tabell) • Matrix (Matris)
Print Preview... (Förhandsgranskning av utskrift)	Öppnar förhandsgranskningen av den utskrivna prov-ID-listan.
Knappen 10 %	Detta ställer in plattlayoutvyn på 10 %.
Knappen 100 %	Detta ställer in plattlayoutvyn på 100 %.
Kryssrutan Zoom	Om brunnsplattan består av ett stort antal brunnar kan de individuella brunnstilddelningarna inte visas i 100 %-zoomläget. I ett sådant läge tillåter knappen Zoom mode (Zoom-läge) att det markerade området zoomas in. Om den är aktiverad kan användaren välja ett område att zooma in i genom att markera det önskade layoutområdet. Klicka på höger musknapp för att zooma ut till 100 %.

Sammanhangsberoende meny för plattlayouten

Genom att högerklicka på en brunn i plattlayouten visas en sammanhangsberoende meny för de markerade brunnarna. Följande kommandon är tillgängliga:

Meny	Beskrivning
Summary... (Sammanfattning)	Dialogrutan Summary (Sammanfattning) visas. Se nedan för mer information.
Cut (Klipp ut)	Prov-ID:n för de markerade brunnarna tas bort från brunnarna och kopieras till urklippet.
Copy (Kopiera)	Prov-ID:n för de markerade brunnarna kopieras till urklippet.
Paste (Klistra in)	Prov-ID:n som kopierats till urklippet klistras in i de markerade brunnarna.
Delete (Radera)	Klicka på Delete (Radera) eller tryck på DEL för att radera prov-ID:n för de markerade brunnarna.
Copy in ASCII-Format (Kopiera i ASCII-format)	Prov-ID:n för de markerade brunnarna kopieras till urklippet i ASCII-filformat. På så sätt kan de enkelt klistras in i andra program (t.ex. Excel, Notepad).
Paste in ASCII-Format (Klistra in i ASCII-format)	Prov-ID:n kan klistras in från urklippet i ASCII-filformat från andra program. Se nedan för mer information.
Redigera...	Alternativet Edit (Redigera) öppnar dialogrutan Edit Well (Redigera brunn) . Prov-ID för den markerade brunnen kan redigeras. Se nedan för mer information.
Autofill Selection... (Autofyll urval)	Hela plattan eller en del av plattan kan väljas för att automatiskt fyllas med prov-ID:n. Efter att ha valt motsvarande brunnar väljer du alternativet Autofill (Autofyll) och dialogrutan Autofill Selection (Autofyll urval) visas. Se nedan för mer information.



Anmärkning

När du redigerar en prov-ID-lista kan du använda funktionen dra-och-släpp.

Använd vänster musknapp för att välja och dra elementet.

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

Edit well (Redigera brunn)...

Dialogrutan **Edit Well (Redigera brunn)** kan nås via den sammanhangberoende menyn eller knappen i verktygsfältet.

Prov-ID:n för alla brunnar på en mikroplatta kan definieras. Maximalt tre prov-ID:n per brunn är möjliga.

De önskade prov-ID:n för den markerade brunnen måste anges i dialogrutan **Edit Well (Redigera brunn)**. Detta måste upprepas för varje brunn som ska fyllas med prov-ID:n. Navigationsfunktionerna i dialogrutan **Edit Well (Redigera brunn)** kan användas för att underlätta arbetet. Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan, och prov-ID:n för den senast markerade brunnen sparas.

Dialogrutan **Edit Well (Redigera brunn)** innehåller följande element:

Knapparna Left (Vänster) , Right (Höger) , Up (Upp) och Down (Ner)	Riktningssknapparna kan användas för att välja en annan brunn på plattan samtidigt som dialogrutan förblir öppen och ändringarna i den aktuella brunnen sparas. Piltangenterna kan också användas för denna typ av navigering.
Kryssrutan On Enter move in vertical direction (Vid Enter förflytta i vertikal riktning)	När du klickar på Enter eller Tab flyttas inmatningsfältet till nästa brunn. Använd kryssrutan för att ange rörelseriktningen, vertikalt eller horisontellt över plattan.
Textfältet Edit sample IDs (Redigera prov-ID:n)	I varje brunn kan upp till tre prov-ID:n anges. Listan innehåller därför tre Sample ID (Prov-ID) -textfält och kryssrutan Autoincrement (Automatisk ökning) som är associerad med vart och ett av dem. Ett prov-ID för den markerade brunnen kan anges i textfälten. Prov-ID kan innehålla bokstäver, siffror eller en kombination av båda. Till exempel: Smp 1. Upp till 100 alfanumeriska tecken kan anges. Hela plattan kan fyllas med prov-ID.
Kryssrutan Autoincrement (Automatisk ökning)	Kryssrutan Autoincrement (Automatisk ökning) kan markeras om brunnarna för prov-ID:n ska numreras automatiskt. Till exempel: Om startvärdet är Smp1 kallas nästa brunn automatiskt för Smp2, med hjälp av Enter/Tab eller pilknapparna. Med hjälp av Autoincrement (Automatisk ökning) kan prov-ID:n tilldelas till brunnarna på ett numeriskt sammanhängande sätt. Ange bara det ursprungliga värdet i den första brunnen. Det angivna ID:t kan också vara alfanumeriskt, även om det måste sluta med ett nummer för att möjliggöra t.ex. sammanhängande numrering av ytterligare brunnar: Om John1 anges i den första brunnen kommer John2 automatiskt att visas när du flyttar till den andra brunnen.

Autofill Selection (Autofyll urval)

Dialogrutan Autofill Selection (Autofyll urval) kan nås via den sammanhangberoende menyn eller knappen i verktygsfältet.

Denna dialogruta gör det möjligt för användaren att automatiskt fylla de valda brunnarna med prov-ID:n.

Välj hela plattan eller delar av plattan och ange önskade prov-ID:n och ökningsinställningar för de markerade brunnarna i dialogrutan Autofill Selection (Autofyll urval). Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan och för att fylla de valda

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

brunnarna med de definierade prov-ID:n. I varje brunn kan upp till tre prov-ID:n anges. Listan innehåller därför tre textfält för **Sample ID** (prov-ID) och en kryssruta för **Autoincrement** (Automatisk ökning), ett textfält för **Startindex** och en kryssruta för **Vertical** (Vertikal) som är associerad med vart och ett av dem. Dialogrutan **Autofill Selection** (Autofyllt urval) innehåller följande element:

Kryssrutan Use ID (Använd ID)	Kryssrutan Use ID (Använd ID) kan endast användas om ett identiskt antal prov-ID:n har valts. Krysset avgör om funktionen för automatisk ökning tillämpas på det valda prov-ID:t.
Textfälten Sample ID (Prov-ID)	Prov-ID:n för den markerade brunnen kan anges i textfältet Sample ID (Prov-ID). Prov-ID:n kan innehålla bokstäver, siffror eller en kombination av bokstäver och siffror.
Kryssrutan Autoincrement (Automatisk ökning)	Kryssrutan Autoincrement (Automatisk ökning) måste vara markerad om prov-ID:n för brunnarna ska numreras automatiskt (ökas med 1).
Textfältet Startindex	Textfältet Startindex är endast redigerbart om Autoincrement (Automatisk ökning) är vald. Startvärdet för den automatiska ökningen av prov-ID måste anges.
Kryssrutan Vertical (Vertikal)	Kryssrutan Vertical (Vertikal) kan endast användas om kryssrutan Autoincrement (Automatisk ökning) är markerad. Om den här kryssrutan är markerad kommer prov-ID:n att anges och numreras i vertikal riktning. Om den är avmarkerad kommer prov-ID:n att anges och numreras i horisontell riktning.

Well Summary (Sammanfattning av brunn)

Dialogrutan **Well Summary (Sammanfattning av brunn)** kan nås via den sammanhangsberoende menyn.

Den här dialogrutan ger en översikt över alla definierade prov-ID:n och de inställningar som är relaterade till prov-ID-listan för en vald brunn.

Dialogrutan **Summary... (Sammanfattning)** innehåller följande element:

Information tree (Informationsträd)	Informationsträdet ger en översikt över alla definierade brunnsbaserade parametrar för den valda brunnen. Trädet fylls med den information som finns tillgänglig. För prov-ID-listor visas prov-ID:n, pipetteringsstatus osv.
Knapparna Left (Vänster), Right (Höger), Up (Upp) och Down (Ner)	Riktningknapparna kan användas för att välja en annan brunn på plattan samtidigt som dialogrutan förblir öppen.
Expand All/ Shrink All (Expandera allt/förminska allt)	Den här knappen visar informationsträdet expanderat till den högsta nivån eller förminskat till den första nivån.

Paste in ASCII-Format (Klistra in i ASCII-format)

Funktionen **Paste in ASCII-Format (Klistra in i ASCII-format)** finns tillgänglig via den sammanhangsberoende menyn.

Den här funktionen klistrar in innehållet i utvalda data i ASCII-format från urklippet till **magellan**.

Funktionen gör det möjligt att överföra data från andra programvaror (t.ex: Excel, Notepad) till **magellans** plattlayout.

Först måste de relevanta data väljas i det andra programmet och kopieras till urklippet. Raderna måste skiljas åt med radmatning och kolumnerna med tabbstopp. Detta görs automatiskt i Excel när du markerar flera celler.

Funktionen **Paste in ASCII-Format (Klistra in i ASCII-format)** klistrar in de kopierade data ASCII-format från urklippet till brunnarna. Data infogas alltid från position A1.

5.2.3 Importera en prov-ID-lista

Prov-ID-listor som har skapats med andra program eller prov-ID-listor som har definierats med andra former av analysutrustning måste importeras till **magellan** innan de används.



FÖRSIKTIGHET

VISSA PROV-ID-LISTOR KAN INNEHÅLLA YTTERLIGARE INFORMATION, T.EX. KONCENTRATIONER OCH SPÄDNINGAR, SOM KAN PÅVERKA UTVÄRDERINGEN AV MÄTDATA.

Klicka på knappen **Import (Importera)** i dialogrutan **Sample ID list settings (Inställningar för prov-ID-lista)** för att söka efter befintliga externa prov-ID-filer. Dialogrutan Windows™ **Open (Öppna)** visas.

I fönstret visas en lista över **File names (Filnamn)** som matchar det valda **File type (Filtypen)**. **File type (Filtypen)** kan väljas från en tillhörande rullgardinsmeny.

Följande externa filtyper stöds:

- Easy-Files .esy
- Tecan-files .tpl
- DD1-filer .dd1
- Hamilton-Files .pro
- APL-filer .apl
- Gemini-filer .csv
- Anpassade formatfiler .txt

Välj den begärda filen som ska importeras och klicka på knappen **Open (Öppna)**. Dialogrutan Windows™ **Open (Öppna)** stängs och filen laddas.

Bekräftelse av dialogrutan **Sample ID List Setting (Inställning av prov-ID-lista)** med **Next (Nästa)** kommer att öppna fönstret **Import/Edit a Sample ID List (Importera/redigera en prov-ID-lista)** med prov-ID:n som visas.

Knappen **Import (Importera)** kan också nås via dialogrutan **Insert Sample ID List (Infoga prov-ID-lista)** som finns i fönstret **Start Measurement (Starta mätning)** (Knappen **Insert (Infoga)**) och plattvyn **Utvärdera resultat (Edit (Redigera))** i verktygsfältet).



FÖRSIKTIGHET

KONTROLLERA ATT RÄTT ID-LISTA HAR VALTS, ANNARS KOMMER RESULTATEN ATT TILLDELAS EN ANNAN LISTA.



Anmärkning

När du importerar prov-ID-listor i .tpl, .dd1 eller anpassade format kan ytterligare information som ändrar utvärderingsdefinitionerna inkluderas.



Anmärkning

När du importerar prov-ID-listor med spädningar får spädningen inte vara större än 1:1e+12 (magellan Standard och magellan Tracker).

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

Easy-Files .esy

Dessa filer består av rader som innehåller prov-ID och brunnsnamn.

Well name (Brunnsnamn):	alfanumerisk, max. 3 tecken
Sample-ID (Prov-ID):	alfanumerisk, max. 20 tecken

Raderna skiljs åt med CR + LF.

Exempel

C01

B01

A01 0001

H02 0002

G02 0003

F02 0004

E02 0005

Tolkning

När **magellan** behandlar en .esy-fil

- Antalet prov-ID:n är satt till 1
- Prov-ID anges som prov-ID i brunnen

Tecan-files .tpl

Dessa filer (<PLATEID>.TPL) består av rader som innehåller parametrar separerade med semikolon. Formatet är:

H;date;time (H;datum;tid)

D;testno;sample-ID + control-name;position;pre-dilution;errors (D;testnr;prov-ID + kontrollnamn;position;före spädning;fel)

L;

Filen börjar med ett H och slutar med ett L. Fälten definieras på följande sätt:

date;time;testno;sample-ID (datum, tid, testnr, prov-ID)	samma som i jobblistan (BES3)
control name (kontrollnamn)	alfanumerisk, max 8 tecken Anmärkning! Denna inmatning innehåller prov-ID eller namnet på en kontroll
position	alfanumerisk, max 3 tecken
pre-dilution (för-spädning)	numerisk, max. 8 tecken plus 1 decimal (separerade med ett ".")

errors (fel)	<p>alfanumerisk, max 3 tecken Om ett fel inträffade under pipetteringen visas ett av följande tecken här:</p> <p>Första tecknet <Mellanslag> ingen vätska L: ingen eller för lite vätska</p> <p>Andra tecknet <Mellanslag> ingen streckkod M: manuellt angiven streckkod</p> <p>Tredje tecknet <Mellanslag> ingen överskridande av timer O: timer överskridande</p>
--------------	---

Raderna skiljs åt med CR + LF.

Exempel

```
H;29-02-94;12:47:11
D;1;NEG;A1;1.0;
D;1;POS;B1;1.0;
D;1;0001;C1;1.0
L;
```

Tolkning

När **magellan** behandlar en .tpl-fil

- Antalet prov-ID:n är satt till 1
- Prov-ID eller kontrollnamn är inställt som prov-ID i brunnspositionen
- Felmarkeringar lagras för varje brunn
- För-spädning används som spädning av brunnspositionen

DD1-filer .dd1

Dessa filer består av rader som innehåller parametrar med en fast längd.

Formatet är:

Första raden: Datum (DD-MM-YY)

Andra raden: Tid (HH:MM:SS)

Fält	Pos	Längd	Format/Beskrivning
TestNr	1–3	3	nummer (001–049)
TestName	4–23	20	Alfanumerisk
Prov-ID	24–35	12	Alfanumerisk
ControlName	36–43	8	Alfanumerisk
PlateID	44–51	8	Alfanumerisk
PlatePos	52–55	4	Alfanumerisk
Fel	56–61	6	Alfanumerisk

Raderna skiljs åt med CR + LF.

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

Exempel

13-04-1999

11:01:32

953test1 KBR		KBR3	H1
953test1 KBR		KBR3	G1
953test1 KBR		KBR3	C1
953test1 KBR		KBR3	B1
953test1 KBR		KBR3	A1
953test1 KBR	0001	KBR3	H2
953test1 KBR	0001	KBR3	G2
953test1 KBR	0001	KBR3	F2
953test1 KBR	0001	KBR3	E2
953test1 KBR	0001	KBR3	D2

Tolkning

När **magellan** behandlar en .dd1-fil

- Antalet prov-ID:n är satt till 1
- <Testname> anger **magellan** metodnamnet i brunnen
- <PlatePos> anger brunnen
- <SampleID> eller <ControlName> anger **magellan** prov-ID.
- <Errors> anger pipetteringsflaggan: L Vätskefel, C: Koagelfel, E: manuellt inmatat

När en .dd1-fil läses kommer den aktuella layouten att ändras med hjälp av den layout som definieras i de olika metoderna där namnen anges i .dd1-filen.

Hamilton-Files .pro

Dessa filer består av rader som innehåller prov-ID och brunnen namn.

Det finns också information om sidhuvudet.

Well name (Brunnens namn): alfanumerisk, max. 3 tecken

Sample-ID (Prov-ID): alfanumerisk, max. 20 tecken

Raderna skiljs åt med CR + LF.

Exempel

14ESP-AK-Bommeli	-> Sidhuvud
08403009070	-> Sidhuvud
SendInfoHost=00	-> Sidhuvud
SendInfoPrnt=00	-> Sidhuvud
SendInfoDisk=00	-> Sidhuvud
A01091111111110	
A02090325228840	
A03090325228930	
A04090325235730	
A05090336975200	

Tolkning

När **magellan** behandlar en .pro-fil

- Antalet prov-ID:n är satt till 1
- Prov-ID är inställt som prov-ID i brunnen
- Information om sidhuvud ignoreras

APL-filer .apl

Beskrivning av .apl-filer skapade av MiniSwift 1.3 eller senare, eller Minilyser 5.30 eller senare. Filformatet definieras på följande sätt:

Fält	Pos	Längd	Format/Beskrivning
PlateID	1–8	8	Alfanumerisk
PlatePos	9–12	4	Alfanumerisk
TestNumber	13–15	3	Antal
TestName	16–27	12	Alfanumerisk
SampleID	28–39	12	Alfanumerisk
ControlName	40–47	8	Alfanumerisk
Result_1	48–55	8	Alfanumerisk
Result_2	56–63	8	Alfanumerisk
Errors	64–69	6	Alfanumerisk
Date	70–79	10	Alfanumerisk
Time	80–87	8	Alfanumerisk
CutOff	88–95	8	Alfanumerisk

Raderna skiljs åt med CR + LF.

Exempel

990520S1A1	2	test1_2	BLANK		05-20-199919:12:53
990520S1B1	2	test1_2	BLANK		05-20-199919:12:53
990520S1C1	2	test1_2	NC1	LR	05-20-199919:12:53
990520S1D1	2	test1_2	PC1		05-20-199919:12:53
990520S1E1	2	test1_2	0000000010		05-20-199919:12:53
990520S1F1	2	test1_2	0000000010	V	05-20-199919:12:53

Tolkning

När **magellan** behandlar en .apl-fil

- Antalet prov-ID:n är satt till 3
- <Testname> anger **magellan** metodnamnet i brunnen
- <PlatePos> anger brunnen
- <SampleID> anger den **magellan** Prov-ID 1
- <ControlName> anger den **magellan** Prov-ID 2
- <Errors> anger den **magellan** Prov-ID 3
- <Errors> anger pipetteringsflaggan: pipetteringsfel L, B, N i position 1 är okritiska för prover men kritiska för kontroller, fel i verifieringsläsning och streckkod är också okritiska.

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

Gemini-filer .csv

Beskrivning av .csv-filer som skapats av Gemini 3.40 och 3.60. Följande är ett exempel på en utdatafil i Excel-format:

Position	Tube-ID	ScanError	SRCRack	SRCPoS	SRCTubeID	Volym
Error	SRCRackID	GridPos	SiteOnGrid	TipNumber	DetectVol	Time
	Version 2.00	3091	Microplate	12	8	
0	9900001	18	1			3.8.1998
1		0	Tube 13*85mm	1	0001	10
0	013_000064	1	1	1		11:55:42
3		0	Tube 13*85mm	2	0002	20
0	013_000064	1	1	2		11:55:42
5		0	Tube 13*85mm	3	0003	30
0	013_000064	1	1	3		11:55:42
7		0	Tube 13*85mm	4	0004	40
0	013_000064	1	1	4		11:55:42

Filformatet definieras på följande sätt:

Den första raden innehåller kolumnrubrikerna, som är samma för alla format, utom för vissa format som endast stöder versaler. Den andra raden visar information om det stället/stripsstället som filen skapades för. Endast kolumnerna Tube ID, SRCRack, SRCPoS, SRCTubeID, Error, SRCRackID, GridPos, SiteOnGrid och Time är giltiga.

Med Gemini 3.60 innehåller SRCPoS antalet x brunnar, SRCTubeID antalet y brunnar och Volume innehåller den rad som ska läsas.

Den tredje och följande raderna är poster för de använda brunnarna i ett ställ/de använda rören i ett stripsställ.

Kolumnerna innehåller följande information (Column\Range\Explanation):

- Position\1 .. antal brunnar\Position för brunnen i stället.
Numreringssekvensen är bak till fram och sedan från vänster till höger. (1 = A1, 2 = B1, ...) Om mikroplattan har pipetterats i stående läge (t.ex. dimensioner 8x12, iso. 12x8) är numreringssekvensen vänster till höger och sedan fram till bak. (1 = H1, 2 = H2, ...)
- TubeID\Max. 32 tecken\Denna kolumn fylls endast i för stripsställ och när rörens streckkoder skannades med ett POSID-kommando. I rad 2 visar denna kolumn versionen av Gemini.
- ScanError\0 .. 4294967295\Denna kolumn innehåller möjliga skanningsfel. Observera tabellen med felkoderna nedan. I rad 2 visar denna kolumn serienummer av Genesis.
- SRCRack\Max. 32 tecken\Här rapporterar Gemini konfigurationsnamnet för källstället för dispenseringskommandon. I rad 2 visar denna kolumn konfigurationsnamnet för det ställ för vilket utdatafilen skrevs.
- SRCPoS\1 .. antal brunnar\Denna kolumn anger positionen i källstället, varifrån vätskan kom, för dispenseringskommandon.
- SRCTubeID\Max. 32 tecken\Om källan för ett dispenseringskommando var ett stripsställ rapporterar Gemini här streckkoden för källröret.
- Volym\ -7158278 .. +7158278\Denna kolumn innehåller volymen i µl, som dispenserades (positivt värde) eller aspirerades (negativt värde).

- Error\0 .. 4294967295\Denna kolumn innehåller möjliga pipetteringsfel. Observera tabellen med felkoderna nedan. I rad 2 visar denna kolumn skanningsfelen.
- SRCRackID\max. 32 tecken\För dispenseringskommandon, är detta källställets streckkod. I rad 2 visar denna kolumn streckkoden för det ställ för vilket utdatafilen skrevs.
- GridPos\1 .. 67 Detta är rutnätspositionen för källstället för dispenseringskommandon, .
- SiteOnGrid\1 ... 128\Här visar Gemini y-positionen (platsen på hållaren) på källstället för dispenseringskommandon.
- TipNumber\1 ... 8\Här rapporterar Gemini spetsnumret som användes för pipettering till/från denna brunn.
- DetectVol\0 .. +7158278\Om vätskedetektering användes, anges här den upptäckta volymen i brunnen före aspirering-/dispenseringskommandot.
- Tid\...\Detta är tiden (format hh:mm:ss) när brunnen användes.

Raderna skiljs åt med CR + LF. Kolumnerna skiljs åt med antingen kommatecken eller semikolon. Kolumnavskiljare identifieras från den första rubrikraden.

Tolkning

Antalet rader separerade med en ny rad räknas. Detta antal reducerat med 2 används för att definiera plattformet, som kan vara 8x12, 16x24, 24x36, 32x48 (rader x kolumner).

Med Gemini 3.60 extraheras formatinformationen från den andra raden, SRCPos och SRCTubeID. Flera rader per brunn är möjliga. Siffran på den andra raden, Volume (Volym), anger vilken rad som ska användas. Om den angivna raden inte finns, kan prov-ID-listan inte läsas. Om någon rad innehåller ett felnummer som är större än noll, anges antingen ett kritiskt eller ett okritiskt fel, beroende på felnumret.

- Position: Well position (t.ex. 1 = A1, 2 = B1, ...)
- Tube-ID: ignorerad
- Skanningsfel: Om felnumret är större än noll anges ett kritiskt fel
- SRCRack: prov-ID 2
- SRCPos: om SRCTubeID är tomt, används som prov-ID 1 (SRCRackID + "_" + SRCPos)
- SRCTubeID: om det inte är tomt används det som prov-ID 1
- Volume (Volym): ignorerad
- Error (Fel): prov-ID 3, om felnumret är större än noll anges ett kritiskt fel
- SRCRackID: om SRCTubeID är tomt, används som prov-ID 1 (SRCRackID + "_" + SRCPos)
- GridPos: ignoreras
- TipNumber: ignoreras
- DetectVol: ignoreras
- Time: ignoreras

5. Create/Edit a Sample ID List Wizard (Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista)

Anpassade formatfiler *.*

När du importerar filer i anpassade format visas dialogrutan **Custom Format (Anpassat format)**. Dialogrutan **Custom Format (Anpassat format)** innehåller följande element:

Grupprutan Plate type (Platttyp)	I grupprutan Plate Type (Platttyp) kan plattformet anges. Om formatet redan har angetts är redigeringsfälten inaktiverade.
Rader	Ange antalet rader.
Kolumner	Ange antalet kolumner.
Grupprutan File format (Filformat)	I grupprutan File format (Filformat) kan formatet för den angivna filen definieras.
File extension (Filtillägg)	I fältet File extension (Filtillägg) visas filtillägget och fältet är inaktiverat.



Anmärkning
Om du använder den här funktionen i guiden Create/Edit a method (Skapa/redigera en metod) aktiveras fältet för filtillägg och filtillägget måste anges.

Kombinationsrutan Kolumnavskiljare	Välj den kolumnavskiljare som används i filen. Radavgränsare måste vara CR+LF.
Börja med raden	Ange ett tal större än 1 om rubrikrader ska ignoreras.

Exempel

Anta följande inställningar:

Plate Type (Platttyp):

- 2 rader
- 3 kolumner

Format

- kolumnavskiljare = Tabulator
- börja med raden = 2
- kolumn 1 = Plattposition (A1, A2, ...)
- kolumn 2 = prov-ID 1
- kolumn 3 = pipetteringsstatus

Exempel:

Tecan anpassad fil		
A1	BLANK	0
A2	NC	0
A3	SM001	0
B1	SM002	3
B2	SM003	0
B3	SM004	0

5.2.4 Spara prov-ID-listan

Klicka på **Next (Nästa)** i fönstret **Import/Edit a Sample ID List (Importera/redigera en prov-ID-lista)** och fönstret **Save as (Spara som)** öppnas, där den skapade eller ändrade prov-ID-listan kan sparas:


Fältet Filename (Filnamn)	Det här fältet är avsett för att ange eller ändra filnamnet för prov-ID-listan (.smp).
Fältet File remarks (Filkommentarer)	Fältet File remarks (Filkommentarer) gör det möjligt att lägga till några kommentarer till filen, som kommer att visas i till exempel dialogrutorna Open file (Öppna fil).
Fältet Audit trail comment (Audit trail kommentar)	Fältet Audit trail comment (Audit trail kommentar) gör det möjligt att lägga till några kommentarer, som lagras i Audit trail (endast tillgängligt för magellan Tracker).
Knappen Audit trail...	Visar audit trail för prov-ID-listan (endast tillgänglig i magellan Tracker). Se 4.4 Spara metoden - Audit trail för mer information.

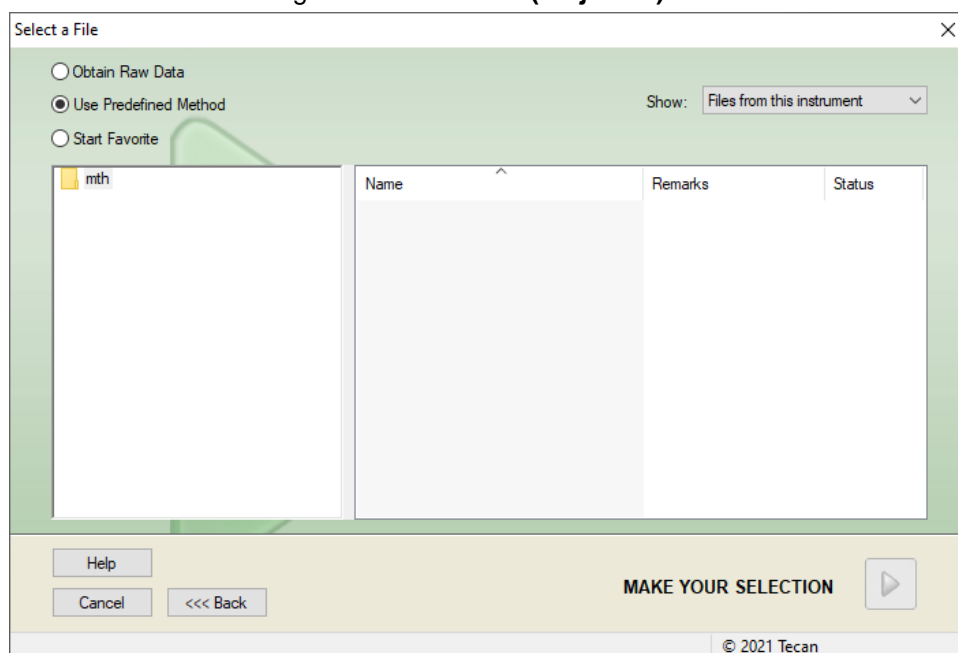
Knappen **Save&Finish** (Spara och slutför) är endast aktiverad när ett dokument har ändrats. Det ändrade dokumentet kan sparas under sitt nuvarande filnamn eller under ett annat namn.

Klicka på **Save&Finish** (Spara och slutför) för att spara prov-ID-listan och stänga guiden **Create/Edit a Sample ID List** (Skapa/redigera en prov-ID-lista).

6. Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning)

6.1 Inledning

I fönstret **Wizard List (Guide-lista)** klickar du på **Start Measurement (Starta mätning)** för att öppna guiden. Klicka på **Continue (Fortsätt)**  på välkomstsidan och dialogrutan **Select a file (Välj en fil)** visas:



Obtain Raw Data
(Erhålla rådata)

Används för att generera rådata snabbt genom att ställa in de nödvändiga mätparametrarna.

Use Predefined Method (Använd fördefinierad metod)

Används för att utföra mätningar baserat på redan fastställda metoder.

Start Favorite
(Starta Favorit)

Används för att välja en av de vanligaste metoderna från listan med numrerade ikoner.

6. Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning)

6.2 Erhålla rådata

6.2.1 Erhåll rådata med SUNRISE-instrumentet

Välj **Obtain Raw Data (Erhålla rådata)** och klicka på **Next (Nästa)** för att öppna dialogrutan **Measurement Parameter (Mätparametrar)**.

I dialogrutan **Measurement Parameter (Mätparametrar)** finns följande alternativ tillgängliga:

Endpoint measurement (Slutpunktsmätningar)	Använd den här knappen för att utföra en enstaka mätning.
Kinetic measurement (Kinetisk mätning)	Denna typ av mätning används för flera mätningar inom ett visst tidsintervall.
Measurement parameters... (Mätparametrar)	Klicka på den här knappen för att definiera parametrarna i dialogrutan Measurement Parameter (Mätparametrar) .

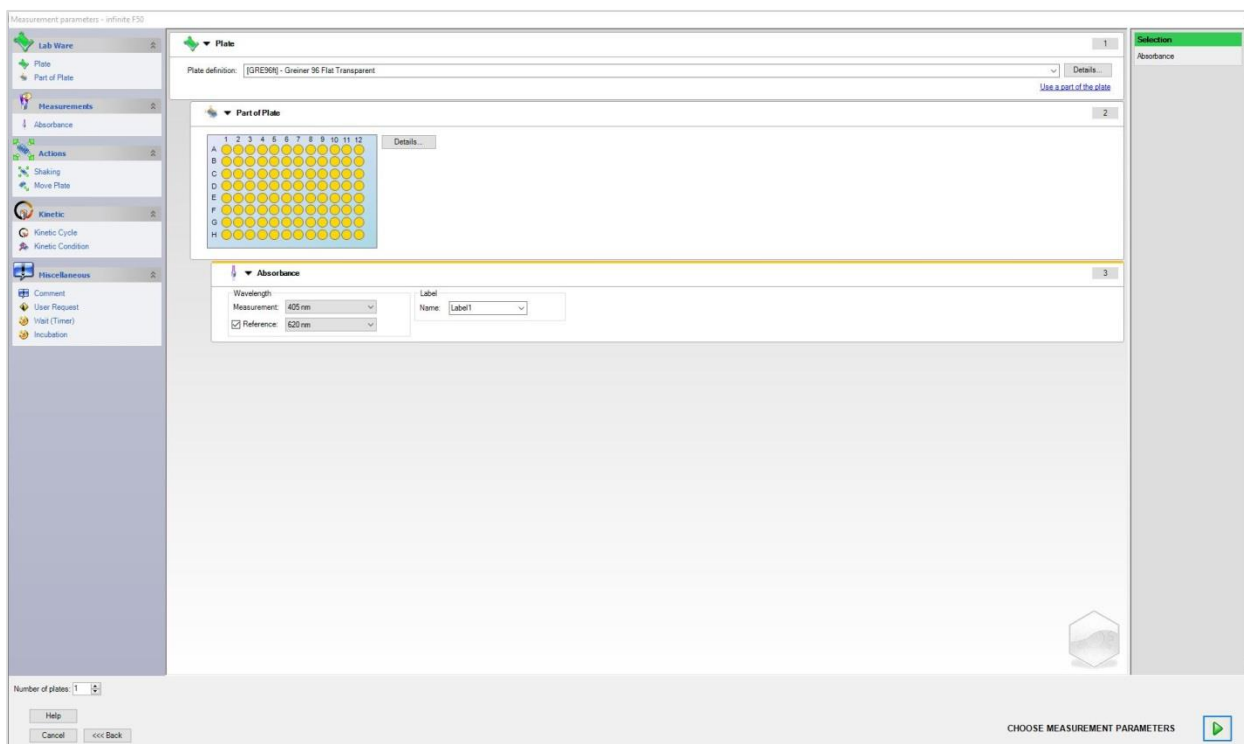


VARNING


DET REKOMMENDAS STARKT ATT KONTROLLERA ALLA MÄTPARAMETRAR (ÄVEN PARAMETRAR SOM INTE ANVÄNDS I DEN AKTUELLA MÄTNINGEN), EFTERSOM PARAMETRAR FRÅN DEN TIDIGARE MÄTMETODEN FORTFARANDE KOMMER ATT VARA INSTÄLLDA.

6.2.2 Erhåll rådata med INFINITE F50-instrumentet

När ett INFINITE F50-instrument är anslutet visas följande fönster efter att du valt **Obtain Raw Data (Erhålla rådata)**:



Definiera mätparametrarna enligt listan på vänster sida.

Klicka på **Choose Measurement Parameters (Välj mätparametrar)**  för att avsluta definitionen. Se följande instruktioner för **i-control** för ytterligare information.

6.3 Use Predefined Method (Använd fördefinierad metod)

Klicka på **Use Predefined Method (Använd fördefinierad metod)** och välj en metod från listan **Filename (Filnamn)**.

De tillgängliga metoderna visas beroende på valet av rullgardinsmenyn **Show (Visa)**, dvs. **All files (Alla filer)**, **Files from this instrument (Filer från det här instrumentet)**, **My files (Mina filer)**, **Signed files (Signerade filer)** eller **Last selected methods (Senast valda metoder)**.

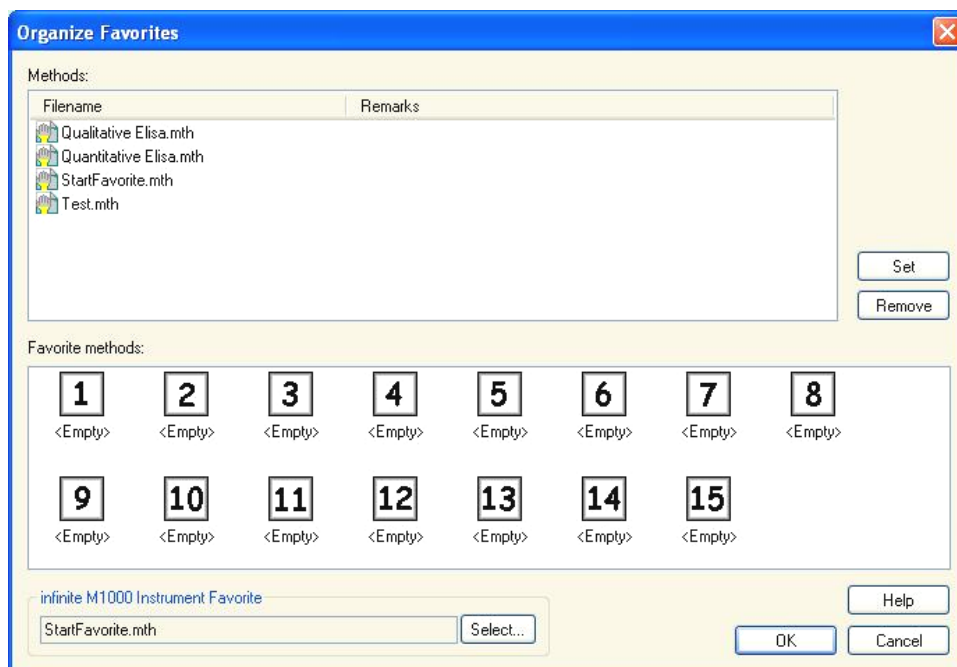
6.4 Start Favorite (Starta Favorit)

Klicka på **Start Favorite (Starta Favorit)** för att välja en metod som tidigare definierats som en så kallad favoritmetod som används ofta från listan med numrerade ikoner.

Klicka på **Organize favorites (Organisera favoriter)** för att lägga till eller ta bort metoder från favoritlistan.

Organize Favorites (Organisera favoriter)

Metodfiler kan dras från listan **Method (Metod)** till en av de 15 ikonerna i listan **Favorite (Favorit)** för att spara den som en favorit.



Dialogrutan **Organize Favorites (Organisera favoriter)** innehåller följande element:

Listan
Methods
(Metoder)

Listar alla tillgängliga metoder. Filnamnet och motsvarande anmärkningar - om de har angetts - visas.

6. Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning)

Knappen Set (Ställ in)	När du har valt en metod från listan Methods Filename (Metoders filnamn) och valt en metodikon klickar du på Set (Ställ in) för att lägga till den valda metoden i Favorites (Favoriter).
Knappen Remove (Ta bort)	Välj en metodikon och klicka på Remove (Ta bort) för att radera en metod från Favorites (Favoriter).

6.5 Starta mätning med en fördefinierad eller favoritmetod

Klicka på **Make your selection (Gör ditt val)** respektive **Show Summary (Visa sammanfattning)** i dialogrutan **Select a file (Välj en fil)** för att öppna dialogrutan **Start Measurement (Starta mätning)**. Innan instrumentet börjar mäta måste användaren (om definierat) svara på rapportfrågorna och/eller bekräfta, eller ändra konstanterna.

Dialogrutan Edit Prompts (Redigera prompter)

Om användarinstruktioner har angetts i metoden visas **Edit user prompts (Redigera användarprompt)**:

Listan Prompt Answer (Promptsvar)	I varje textfält i denna lista kan du skriva in vilken text som helst.
Kryssrutan Req. (Krav)	Kryssrutan Required (Krav) bredvid varje Prompt Answer (Promptsvar)-textfältet fastställer att mätningen endast kan startas när en text har angetts.

Klicka på **Continue (Fortsätt)** för att stänga dialogrutan för prompter. **Fönstret Start Measurement (Starta mätning)** visas. Om den anges i metoden, kommer dialogrutan **Edit Constant (Redigera konstanter)** att visas.

Dialogrutan Edit Constants (Redigera konstanter)

Dialogrutan **Edit Constants (Redigera konstanter)** visas endast om den nödvändiga flaggan är inställd för minst en konstant i den valda metoden.

Listan Constants (Konstanter)	I varje textfält i denna lista kan värdet av konstanten eller kommentaren ändras.
Kryssrutan Req. (Krav)	Kryssrutan Req. (Krav) bredvid varje Constant value (Konstant värde)-textfält fastställer att det konstanta värdet måste bekräftas. Gör detta genom att gå vidare till nästa sida.

Om metodkonstanterna har ändrats kan de nya värdena automatiskt överföras och sparas i motsvarande metod. Klicka på **Modify constants in Method (Ändra konstanter i metod)** för att ändra den aktuella metoden med de nya definierade konstanterna. Observera att denna dialogruta endast är tillgänglig för **magellan**-användare med användarrättigheterna **Edit methods (Redigera metoder)**.

Klicka på **Continue (Fortsätt)** för att stänga dialogrutan för konstanter. **Fönstret Start Measurement (Starta mätning)** visas.

6. Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning)



Anmärkning

Om du använder magellan Tracker eller magellan Standard med användaradministration, kan en standard magellan-operatör (se kapitel 9.6 Användarrättigheter och 9.5.3 Ändra användare) endast redigera de nödvändiga konstanterna. De konstanter som inte har den nödvändiga flaggan visas i grått och kan inte redigeras.

En standard magellan-administratör kan också redigera konstanter utan att den nödvändiga flaggan är inställd.

För en standard magellan programspecialist beror det på vilken metod som används. Med hjälp av en osignerad metod kan användaren redigera konstanter med och utan den nödvändiga flaggan. Med hjälp av en signerad metod kan användaren endast redigera de nödvändiga konstanterna

Efter dessa två valfria sidor visas dialogrutan **Start Measurement (Starta mätning)**:

Grupprutan **Measurement (Mätning)**

Textfältet **Workspace** (Arbetsyta): Standardfilnamnet på arbetsyta enligt definitionen i **Automated Data Handling** (Automatiserad datahantering) visas. Filnamnet för denna arbetsyta kan bytas ut.

Knappen **Arb. cycle kin. ...** (Arbiträr kinetikcykel): Den här knappen är tillgänglig om en kinetisk mätning utförs. Klicka på den här knappen för att visa dialogrutan **Arbitrary Cycle Kinetic** (Arbiträr kinetikcykel). I den här dialogrutan kan mätningen delas upp i flera delmätningar med olika antal mätcykler och intervalltider. Var och en av dessa delmätningar kan startas när som helst. Arbetsytan kan sparas och mätningen kan återupptas en annan dag.



Anmärkning

Detta alternativ är inte tillgängligt för INFINITE F50-instrument.

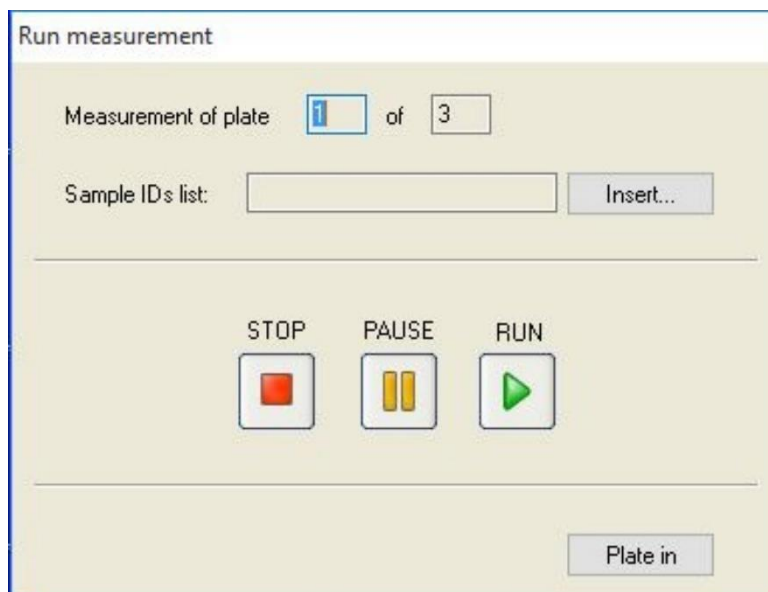
	Textfältet Method (Metod): Filnamnet för den tidigare valda metoden visas.
	Knappen Modify layout... (Ändra layout): Beroende på användarrättigheterna kan plattlayouten ändras. Klicka på knappen Modify layout... (Ändra layout) för att öppna dialogrutan Modify layout (Ändra layout). Användaren kan flytta kontroller och ta bort prover, ändra koncentrationen eller ändra mätparametrarna. Ändringarna lagras endast i arbetsytan och inte i den tidigare valda metoden. Den här knappen är inte tillgänglig om du har valt Obtain Raw Data (Erhålla rådata) och efter att du har infogat en prov-ID-lista.
	Textfältet Sample ID List (Prov-ID-lista): Filnamnet för den aktuellt laddade prov-ID-listan visas
	Knappen Insert... (Infoga): se även nedan. Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Insert Sample ID List (Infoga prov-ID-lista). Efter att ha valt prov-ID-lista visas dialogrutan Sample ID List with Plate Layout Preview (Prov-ID-lista med förhandsgranskning av plattlayout) där användaren måste bekräfta valet.
Grupprutan Instrument	Arbetsytorna kommer att lagras med standardnamn för arbetsytorna. När alla plattor har mätts är endast den första arbetsytan öppen. Använd File Open (Öppen fil) eller guiden Evaluate Results (Utvärdera resultat) för att öppna de andra arbetsytorna. Det är inte möjligt att använda staplaren vid kinetiska mätningar.
	Knappen Plate In/Out (Platta in/ut): Klicka för att flytta på plathållaren. Den här knappen ändrar texten beroende på plathållarens position.
	Knappen Movements (Förflyttning): Ytterligare förflyttningar av instrumentet kan hänvisas (filterhållare, spegelhållare osv.)
	Textfältet Current Temperature (Aktuell temperatur): Instrumentets aktuella temperatur visas.
	Textfältet Target Temperature (Måltemperatur): Måltemperaturen, som ställs in i dialogrutan Temperature control (Temperaturkontroll), visas.
	Knappen Temperature Control (Temperaturkontroll): Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Temperature Control (Temperaturkontroll). Se kapitel 3.1.2 Temperature Control... (Temperaturkontroll).
Grupprutan Measurement parameters (Mätparameterar)	I ett textfält listas alla konfigurerade mätparametrar och de kan dubbelkontrolleras.
Grupprutan Please note (Observera)	Viktig information visas. Läs den här informationen och vidta lämpliga åtgärder innan du kör metoden.

En varning visas om layouten definieras för brunnar som inte kommer att mätas.

Klicka på Start för att starta mätningen.

Om du kör en metod med flera plattor, visas dialogrutan **Run Measurement (Kör mätning)** efter att du har klickat på **Start**.

6. Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning)



Den innehåller följande delar:

Measurement of plate (Mätning av platta)	Visar numret på den aktuellt behandlade plattan.
Sample ID List (Prov-ID-lista)	Infoga lämplig prov-ID-lista för den valda plattan. Prov-ID-listor måste infogas platta för platta.



Anmärkning
Endast prov-ID-listor som skapats i magellan kan infogas. Import av andra format stöds inte.

RUN	Klicka på den här knappen för att starta mätningen.
PAUSE	Du når guiden Evaluate Results (Utvärdera resultat) när du klickar på Pause (Paus); ytterligare plattor kan läggas till senare.
STOP	Du når guiden Evaluate Results (Utvärdera resultat) när du klickar på Stop (Stoppa); inga ytterligare plattor kan läggas till.

När mätningen är avslutad visas dialogrutan **Results (Resultat)**, där alla resultat och beräkningar kan visas. Se kapitel 7 Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat) för mer information.

Insert Sample ID List (Infoga en prov-ID-lista)

Alternativet **Insert Sample ID List (Infoga en prov-ID-lista)** används för att ladda in en tidigare definierad prov-ID-lista i en arbetsyta:

Fältet Filename (Filnamn)	Listan visar alla tillgängliga prov-ID-listor (.smp). Välj en prov-ID-lista genom att klicka på ett filnamn.
Fältet Remarks (Anmärkningar)	Tillgängliga kommentarer och anmärkningar visas.
Knappen Import... (Importera)	Klicka för att öppna standarddialogrutan Windows Open (Öppna). Externa filer kan importeras. Se kapitel 5.2.3 Importera en prov-ID-lista för mer information.

Välj önskad prov-ID-lista från fältet **Filename (Filnamn)** och klicka på **OK** för att visa prov-ID-listan i fönstret **Sample ID List with Plate Layout Preview (Prov-ID-lista med förhandsgranskning av plattlayout)**. I den här dialogrutan visas listan över prov-ID:n tillsammans med den definierade plattlayouten. Om metoden och prov-ID-listan har olika plattformat visas ett felmeddelande.

När prov-ID-listan väljs i inställningen för den utskrivna rapporten visas den på utskriften.

Sample ID List with Plate Layout Preview (Prov-ID-lista med förhandsgranskning av plattlayout) visar prov-ID-listan tillsammans med den definierade plattlayouten. Detta hjälper användaren att se till att rätt prov-ID-lista väljs. Dialogrutan innehåller följande element:

Knappen 10%	Klicka för att ändra storleken på den visade plattlayouten så att den visar 10 % av plattlayouten på helskärm.
Knappen 100%	Klicka för att ändra storleken på den visade plattlayouten så att den visar 100 % av plattlayouten på hela skärmen.
Kryssrutan Zoom	När denna Zoom -funktion är aktiverad kan de nödvändiga brunnarna på plattlayouten markeras och brunnarna förstoras automatiskt så att de passar på hela skärmen.
Kryssrutan Remove unused samples (Ta bort oanvända prover)	Om en endast delvis fylld prov-ID-lista laddas kan användaren radera alla oanvända prov från layouten genom att välja den här kryssrutan. Om en slutlig kontroll (t.ex. i brunn H12) har definierats i layouten flyttas denna kontroll automatiskt till brunnen efter den senast använda provbrunnen. Som standard är alternativet Remove unused samples (Ta bort oanvända prover) vald.

6.6 Measurement Status (Mätstatus)

Dialogrutan **Measurement Status (Mätstatus)** visas under instrumentets mätning och innehåller följande element:

Textfältet Status	Textfältet uppdateras under mätningen och innehåller information om mätningens status.
Grupprutan Display in well (Visa i brunn)	Välj hur data ska representeras i brunnarna: Values (Värden): Det uppmätta värdet visas i brunnen. Om mer än ett värde mäts visas alla värden i en brunn. Graph (Diagram): Alternativet är aktiverat om ett kinetiskt diagram kan visas. Diagrammet visas så snart mer än ett värde är tillgängligt.
Knappen Pause (Paus)	Om du vill pausa en kinetisk mätning vid nästa möjliga tidpunkt klickar du på knappen Pause (Paus) . I dialogrutan Pausing Kinetic (Pausa kinetik) klickar du på knappen Plate out / Plate in (Platta ut/in) för att flytta plattållaren ut ur eller in i instrumentet. Klicka på Continue (Fortsätt) för att fortsätta med den kinetiska omgången.
Knappen Break (Bryt)	Klicka på den här knappen för att avbryta mätningen vid nästa möjliga tidpunkt.

6. Start Measurement Wizard (Guiden starta mätning)

Displayen Plate View (Plattvy)	Displayen Plate View (Plattvy) visar en schematisk bild av mikroplattan. Enligt alternativet Display in wells (Visa i brunnar) anpassas innehållet i brunnarna. Brunnarna uppdateras så snabbt som instrumentet levererar data. När injektion eller dispensering utförs markeras den aktuellt använda brunnen automatiskt med en annan färg.
Textfältet Cycle (Cykel)	Om en kinetisk mätning utförs, visar textfältet Cycle (Cykel) det aktuella cykelnumret och det maximala antalet kinetikcykler.
Displayen Graph (Diagram)	Om en kinetisk mätning eller en mätning med multipla inmärkingar utförs, visas det kinetiska diagrammet eller diagrammet med multipla inmärkingar för den aktuellt valda brunnen i en större storlek på höger sida av dialogrutan Measurement Status (Mätstatus).
Grupprutan Previous cycle (Föregående cykel)	Så länge överföringen av data för den aktuella cykeln inte påbörjades innehåller textfälten Raw data (Rådata) och Temperature (Temperatur) värdet samt temperaturen för den föregående uppmätta cykeln av den aktuellt valda brunnen.
Grupprutan Time (Tid)	Textfältet Elapsed time (Förfluten tid) visar den tid som förflutit sedan mätningen inleddes. Textfältet Exp. run time (Förväntad körtid) visar den förväntade tidsperioden för hela mätningen.

Skalning av y-axeln i diagrammet är möjlig genom att välja antingen **Auto select range (Välj intervall automatiskt)** eller **Select range (Välj intervall)** (MIN/MAX).



Anmärkning

Det är möjligt att välja flera brunnar på plattan för att visa de valda kinetiska kurvorna i ett diagram. Vid kinetiska mätningar sparas de hämtade data automatiskt var 30:e minut i magellans loggfils katalog (se kapitel 3.3 Log Files (Loggfiler)).

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)

7.1 Inledning

Guiden **Evaluate Results (Utvärdera resultat)** är utformad för att hjälpa användaren att analysera mätresultat. Rådata, utvärderingsdata och utvärderingsparametrar kan visas och data kan utvärderas på nytt.

Sammanfattning av arbetsflöde

Starta guiden **Evaluate Results (Utvärdera resultat)** och välj en befintlig arbetsyta för utvärdering (Dialogrutan **Select a File (Välj en fil)**)

Klicka på **Make your selection (Gör ditt val)** för att öppna dialogrutan **Results (Resultat)** där resultaten kan visas eller skrivs ut (Fliken **Evaluate Results (Utvärdera resultat)**), och vid behov kan metoden som används ändras (Fliken **Edit Method (Redigera metod)**).

Klicka på **Finish (Slutför)** och använd dialogrutan **Save (Spara)** för att spara en arbetsyta som innehåller metoddefinitioner, instrumentdata och en prov-ID-lista om konfigurerad.

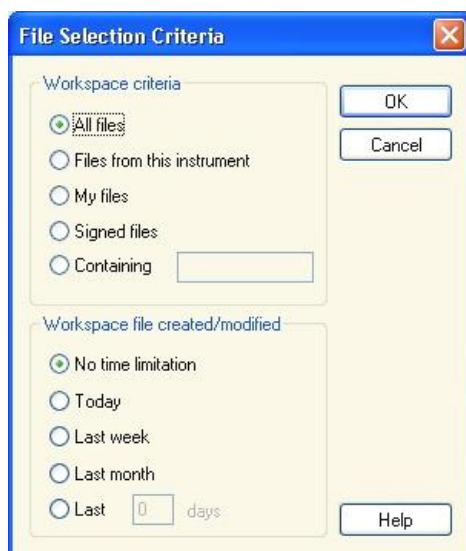
Utvärderade data lagras inte i arbetsytan utan beräknas på nytt varje gång arbetsytan öppnas.


7.2 Select a File (Välj en fil)

Dialogrutan **Select a File (Välj en fil)** innehåller följande element:

Listan Filename (Filnamn)	Listan Filename (Filnamn) innehåller en lista över alla filer (och deras kommentarer) i standardarbetsytans katalog.
Kombinationsrutan Show (Visa)	I Kombinationsrutan Show (Visa) kan den visade listan med filer ändras enligt valet: <ul style="list-style-type: none">• All files (Alla filer)• Files from this instrument (Filer från det här instrumentet)• My files (Mina filer): Det här alternativet är tillgängligt om användaradministrationen är aktiverad (den är alltid aktiverad i magellan Tracker).• Signed files (Signerade filer): endast tillgängliga för magellan Tracker• Anpassade definitioner är möjliga genom att klicka på knappen ; se File Selection Criteria (Kriterier för filval) nedan.• Example files (Exempelfiler): endast tillgängliga om de har installerats.

7.2.1 Kriterier för filval



Klicka på knappen  för att öppna dialogrutan **File Selection Criteria (Kriterier för filval)**.

Välj ett av alternativen under **Workspace Criteria (Kriterier för arbetsyta)** eller ange tecken i textfältet **Containing (Innehåller)** som måste finnas i **Filename (Filnamn)**. Ett tidsfilter kan tillämpas genom att välja ett av alternativen under **Workspace file created/modified (Arbetsyta skapad/ändrad)** eller ange ett nummer i fältet **Last ... days (Senaste ... dagar)**. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Välj den arbetsyta som ska utvärderas i listan **Filename (Filnamn)** och klicka på **Make your selection (Gör ditt val)**.



Anmärkning

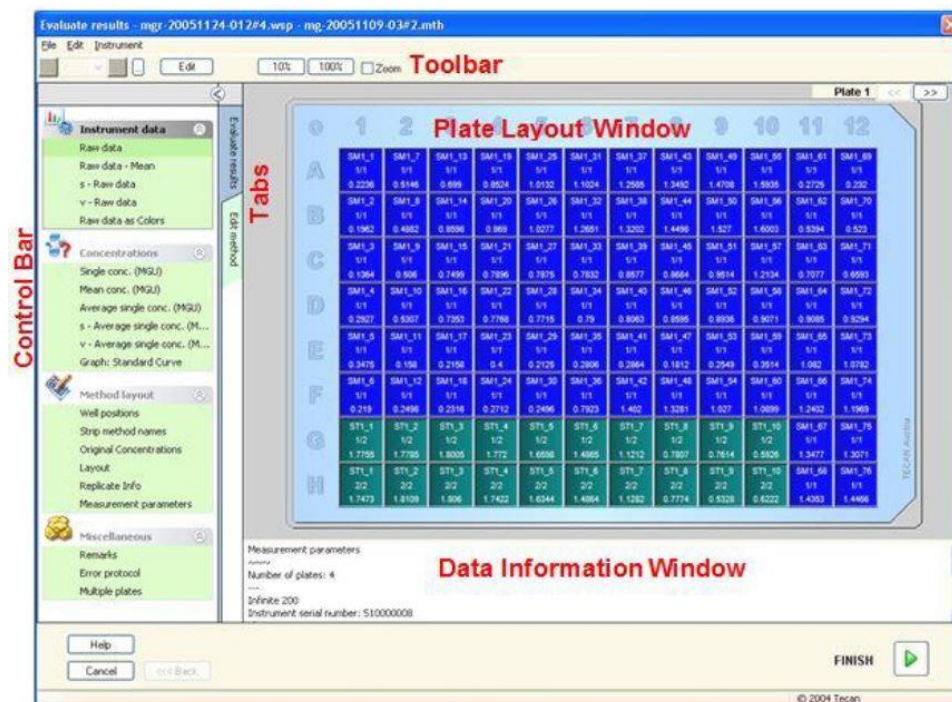
*Om ett SUNRISE-instrument är anslutet, men en INFINITE F50-metod är vald, visas dialogrutan **Instrument Mismatch (Missmatchade instrument)**:*

- *Anslut till rätt instrument.*

7.3 Fönstret Workspace Overview (Översikt över arbetsyta)

Fönstret **Workspace Overview (Översikt över arbetsyta)** visar alla tillgängliga data för den valda arbetsytan.

Om den användare som arbetar för tillfället har rätt **magellan**-rättigheter, är det också möjligt att göra vissa ändringar i metoden genom att klicka på fliken **Edit Method (Redigera metod)** och göra en ny beräkning av de uppmätta data.



Workspace Overview (Översikt över arbetsytan) består av följande element:

- Fönstret **Plate layout (Plattlayout)**: utvalda data för varje brunn visas i plattlayouten. Om en arbetsyta med flera plattor öppnas visas en "räknare" för att växla mellan de olika plattorna i det övre högra hörnet.
- **Verktygsfält**: för att redigera, zooma, växla mellan kinetikcykler och att visa sammanfattningen av en vald brunn.
- Fönstret **Data Information (Datainformation)**: data som inte kan tilldelas en enskilda brunn visas i textrutan (t.ex. mätparametrar, definition av cutoff, resultatstatistik osv.).
- **Kontrollfältet** i fliken **Evaluate Results (Utvärdera resultat)**: alla tillgängliga namn på dataset visas. Om du väljer ett dataset visas antingen data i plattlayouten eller data i fönstret **Data Information (Datainformation)**.
- **Kontrollfältet** i fliken **Edit Method (Redigera metod)**: inställningarna och parametrarna för den laddade metoden visas.

Storleken på de tre sistnämnda fönstren kan ändras med hjälp av de delningslistor som skiljer fönstren åt.

Plattlayout:

Vyn visar en schematisk layout av en mikroplatta. Raderna markeras i alfabetisk ordning, kolumnerna i numerisk ordning.

I kontrollfältet på vänster sida visas alla tillgängliga data. De utvalda data visas i plattans layout, i textpanelen eller i ett separat diagramfönster, beroende på vilken typ av utvalda data.

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)

Sammanhangsberoende meny för plattlayouten

Om du vill visa en sammanfattning av alla data för en brunn, markera brunnen och välj **Summary (Sammanfattning)** från menyn med höger musknapp.

Knappar i verktygsfältet

De tillgängliga knapparna i verktygsfältet beskrivs i följande punkter.

Beroende på vilka data som valts visas olika knappar:

när **Instrument data (Instrumentdata)** väljs, bli knappen **Edit (Redigera)** tillgänglig;

när **Concentration (Koncentration)** eller **Kinetiska data** väljs, blir knappen **Curve/Graph (Kurva/diagram)** tillgänglig.

Följande knappar är endast tillgängliga i guiden **Evaluate results (Utvärdera resultat)**.

Edit (Redigera)	Klicka på Edit (Redigera) för att redigera eller dölja rådata.
Knappen 	Klicka på den här knappen för att visa dialogrutan Summary (Sammanfattning) .
Knappen 10%	Klicka på den här knappen för att ändra storleken på den visade plattlayouten så att den visar 10 % av plattlayouten på helskärm.
Knappen 100%	Klicka på den här knappen för att ändra storleken på den visade plattlayouten så att den visar 100 % av plattlayouten på helskärmen.
Kryssrutan Zoom	När kryssrutan Zoom är markerad kan de nödvändiga brunnarna på plattlayouten markeras och de märkta brunnarna förstoras automatiskt så att de passar hela skärmen.
Rullgardinsmenyn Measurement cycle (Mätcykel)	Om mätningen är en kinetisk mätning kan önskad mätcykel väljas i rullgardinsmenyn.

Fönstret Data Information (Datainformation)

Du kan till exempel klicka på **Miscellaneous (Övriga)** data i fliken **Evaluate Results (Utvärdera resultat)** för att visa motsvarande information i fönstret **Data Information (Datainformation)**.

7.4 Fliken Evaluate Results (Utvärdera resultat)

Alla tillgängliga namn på dataset visas i kontrollfältet **Available Data (Tillgängliga data)**. Det finns flera olika visningsalternativ:

- Utvalda data som visar ett värde för varje brunn visas i fönstret för plattlayout. Den kan visas som värden eller som pseudofärger tillsammans med en färgskala.
- Kinetiska data kan visas som ett litet diagram i varje brunn.
- Utvalda data som utgör en datainsamling och som inte kan tilldelas en enskilda brunn visas i fönstret för datainformation (t.ex. QC-valideringskriterier).
- Om ett diagram (standardkurva, kinetik, enzymkinetik, spädningsserier, multipla inmärknings, spektra) väljs, visas dialogrutan **Graph (Diagram)**.

Om en mätsekvens som består av individuella oberoende mätningar har utförts visas resultaten av varje mätning när det relevanta mättningsnumret väljs från en rullgardinsmeny i verktygsfältet (t.ex. kinetikcykler i en kinetisk omgång).

Vid behov kan mätresultaten ändras genom att klicka på knappen **Edit (Redigera)**. Manipulerade data är markerade med ett ~-tecken.



VARNING

DENNA FUNKTION ÄR ENDAST AVSEDD FÖR FORSKNINGSÄNDAMÅL OCH FÅR ALDRIG ANVÄNDAS FÖR DIAGNOSTISKA TESTER.

I varje brunn av plattlayouten kan tre rader av data visas. Beroende på vilka kriterier som valts i kontrollpanelen i det vänstra fönstret, visas olika värden.

7.4.1 Meny

File (Fil)	ASCII File Export... (Export av ASCII-fil) ASTM File Export (LIS)... (Export av ASTM - LIS) Sample Tracking Export... (Spårning av prov) Excel Export... (Export av Excel) Method Export (Export av metod) Print... (Skriv ut) Print Preview... (Förhandsgranskning av utskrift) Printer Setup... (Skrivarinställningar) Printout Font... (Teckensnitt för utskrift) Plate to Plate QC... (QC platta-till-platta)
Edit (Redigera)	Copy to Excel (Kopiera till Excel) Copy to ASCII Format (Kopiera till ASCII-format) Paste from ASCII Format (Klistra in från ASCII-format) Insert Sample ID List (Infoga en prov-ID-lista) Recalculate with another Method... (Beräkna på nytt med en annan metod)
Instrument	Movements... (Förflyttningar) Temperature Control... (Temperaturkontroll) Start Measurement... (Starta mätning)

7.4.2 Verktygsfältet: File (Fil)

ASCII File Export (Export av ASCII-fil)

Klicka på **ASCII File Export (Export av ASCII-fil)** för att exportera data som ASCII-filer (.asc).

Innan exportproceduren inleds måste data väljas i dialogrutan **Data Export (Dataexport)** via fliken **Edit method** → **Data handling** → **Data export**.

Välj den mapp där exporterade data ska lagras. Ange ett filnamn (.asc).

När du klickar på **Save (Spara)** i dialogrutan **Save as (Spara som)** kommer de dataset som anges i dialogrutan **Data export (Dataexport)** att sparas som en ASCII-fil.

ASTM File Export (LIS) (Export av ASCTM-fil - LIS)

I menyn **File (Fil)**, klicka på **ASTM File Export (Export av ASTM-fil)** för att exportera data i ASTM-format till kompatibla laboratorieinformationssystem.

Välj de data som ska exporteras från dialogrutan **Data Export (Dataexport)** via fliken **Edit method** → **Data handling** → **Data export**.

Sample Tracking Export (Export av spårning av prov)

I menyn **File (Fil)**, klicka på **Sample Tracking Export (Export av spårning av prov)** för att exportera data till Sample Tracking-systemet (Spårning av prov).

Välj de data som ska exporteras från dialogrutan **Data Export (Dataexport)** via fliken **Edit method** → **Data handling** → **Data export**.

Excel Export (Export av Excel)

Klicka på **Excel Export (Export av Excel)** för att exportera data till Excel.

Välj de data som ska exporteras från dialogrutan **Data Export (Dataexport)** via fliken **Edit method** → **Data handling** → **Data export**.

Metod Export (Export av metod)

Klicka på **Method Export (Export av metod)** för att exportera en metod.

Välj den mapp där metoden ska sparas och ange önskat filnamn. Dessutom kan några kommentarer läggas till i textfältet **Remarks (Anmärkningar)**.

Print (Skriv ut)

I menyn **File (Fil)**, klicka på **Print... (Skriv ut)** eller tryck på **SHIFT-P** för att skriva ut data enligt definitionen i inställningen **Printed Report (Utskriven rapport)** från metoden. Standarddialogrutan Windows **Print... (Skriv ut)** öppnas. Där kan du välja skrivare, sidintervall och antal kopior.

Print Preview (Förhandsgranskning av utskrift)

Klicka på **Print Preview... (Förhandsgranskning av utskrift)** för att se exakt hur en utskrift kommer att se ut utan att behöva skriva ut dokumentet.

Printer Setup (Skrivarinställningar)

Klicka på **Printer Setup... (Skrivarinställningar)** för att ändra den aktuella skrivaren eller ändra skrivarinställningarna.

Standarddialogrutan Windows **Print Setup (Utskriftsinställning)** visas. Välj skrivare, pappersstorlek och riktning för utskriften.

Printout Font (Teckensnitt för utskrift)

Klicka på **Printout Font... (Teckensnitt för utskrift)** för att välja ett visst teckensnitt, stil, storlek, färg, osv. för framtida utskrifter.

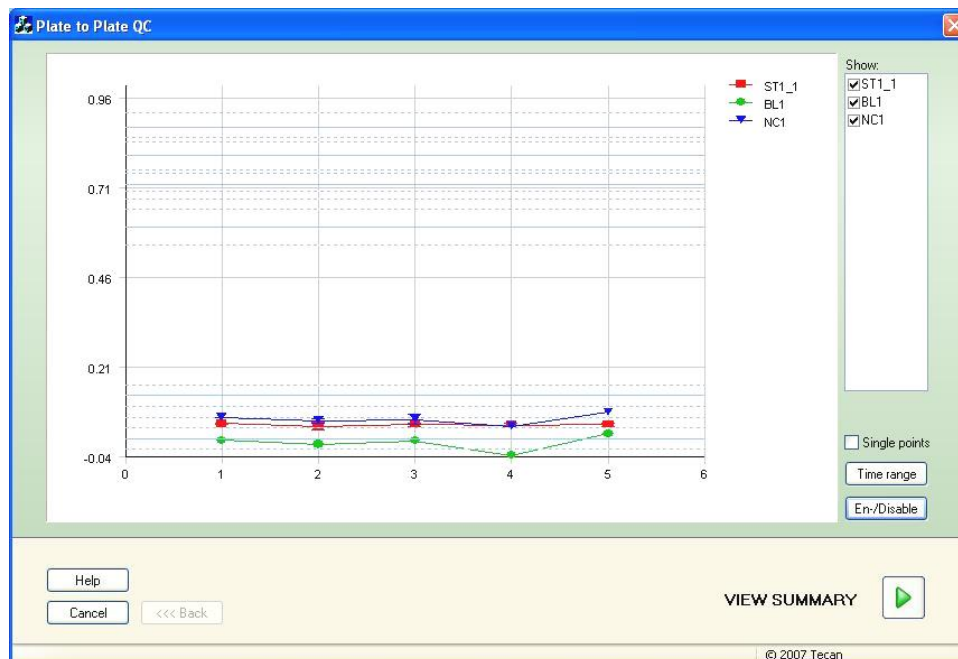
Dessa inställningar har ingen effekt på skärmvisningen. Stora teckensnitt bör undvikas för att undvika fel eller felaktig information av data.

QC platta-till-platta

När **Plate to Plate QC (QC platta-till-platta)** konfigureras i metoddefinitionen, jämför **magellan** det aktuellt observerade medelvärdet för en kontroll mot det medelvärde och den standardavvikelse som tidigare definierats för den här metoden. (Se kapitel 4 Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)).

Levy-Jennings-diagram

Klicka på **Plate to Plate QC (QC platta-till-platta)** och **Levy-Jennings-diagrammet** visas. Levy-Jennings-diagrammet visar trenden för kontrollvärdena.



På y-axlarna tillämpas de datavärden (rådata, koncentrationer osv.) som anges i metoddefinitionen på tidsskalan dagar (x-axlar).

Kontrollvärdena visas tillsammans med medelvärdet och standardavvikelseernas avståndslinjer (1s, 2s, 3s).

När markören placeras på en mätpunkt visas ytterligare information i verktygstips (arbetsytans namn, osv.). Använd kryssrutorna för de enskilda elementen i listan **Show (Visa)** för att välja olika kontroller som ska visas.

Time Range (Tidsintervall)

Klicka på **Time Range (Tidsintervall)** för att utvärdera arbetsytan inom ett definierat tidsintervall.

Select Workspaces (Välj arbetsytor)

Klicka på **En-/Disable (Avaktivera/inaktivera)** för att aktivera eller inaktivera vissa arbetsytor för utvärdering.

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)



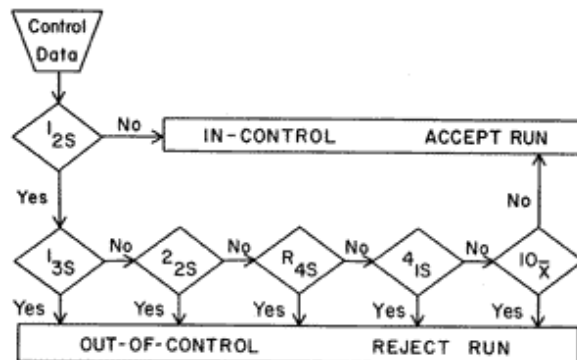
Datablad

Klicka på **View summary (Visa sammanfattning)** för att öppna dialogrutan **Data sheet (Datablad)**:

Kolumnen Workspace (Arbetsyta)	En lista över de utvärderade arbetsytorna. Till vänster om arbetsytans namn visar ett grönt kryss uppfyllelse, ett rött kryss på misslyckande i utvärderingen av Westgard [®] -reglerna (se användarhandboken för magellan för mer information om Westgard-regler).
Kolumnen Control (Kontroll)	De olika kontrollerna listas.
Kolumnen Value (Värde)	Medelvärdet för varje kontroll visas.
Kolumnerna Westgard[®] rule evaluation (Utvärdering av Westgard-regel)	De individuella Westgard [®] -reglerna utvärderas med OK för en kontrollregel som inte har brutits eller x för en kontrollregel som har brutits enligt tabellen nedan (se Westgard-regler nedan).
Fältet Comments (Kommentarer)	Det är möjligt att skriva kommentarer om utvärderingen.
Knappen Print Preview (Förhandsgranskning av utskrift)	Förhandsgranskning av utskrift med Levy-Jennings-diagrammet, kontroll av Westgard-regler och kommentarer.

Westgard-regler

Westgard®-reglerna är en QC-modell med flera regler:



Yes (Ja) = kontrollregel brutit

No = kontrollregel inte bruten

1:2s	<p>Kontrollregel för att testa om en kontrollmätning överskrider kontrollgränserna för</p> <p>$x + 2SD$ eller $x - 2SD$.</p> <p>Den här regeln används som en varningsregel för att utlösa en noggrann granskning av kontrolldata av följande kontrollregler.</p> <p>Om inga kontrollmätningar överskrider kontrollgränsen för medelvärde plus 2s eller medelvärde minus 2s anses mätproceduren vara "in-control" (inom kontroll)", oavsett om någon av de andra reglerna har brutits.</p> <p>Om en kontrollmätning överskrider kontrollgränsen för medelvärde plus 2s eller medelvärde minus 2s och någon av de andra reglerna bryts, anses mätningsproceduren vara "out-of-control" (utom kontroll).</p>
1:3s	<p>Kontrollregel för att testa om en kontrollmätning överskrider kontrollgränserna för</p> <p>$x + 3SD$ or $x - 3SD$.</p> <p>En körning avvisas om en enstaka kontrollmätning överskrider kontrollgränsen för medelvärdet plus 3s eller medelvärdet minus 3s.</p>
2:2s	<p>Kontrollregel för att testa om två sammanhängande kontrollmätningar överskrider samma kontrollgräns för endera</p> <p>$x + 2SD$ eller $x - 2SD$.</p> <p>En körning avvisas om två sammanhängande kontrollmätningar överskrider kontrollgränsen för medelvärdet plus 2s eller medelvärdet minus 2s.</p>
R:4s	<p>Kontrollregel för att testa om intervallet, eller skillnaden, mellan kontrollmätningar överstiger 4SD.</p> <p>En körning avvisas om en kontrollmätning överstiger medelvärdet plus 2s och en annan överstiger medelvärdet minus 2s. De två kontrollresultaten behöver inte vara på sammanhängande.</p>
4:1s	<p>Kontrollregel för att testa om fyra sammanhängande kontrollmätningar överskrider samma kontrollgräns för antingen</p> <p>$x + 1SD$ eller $x - 1SD$.</p> <p>En körning avvisas om 4 sammanhängande kontrollmätningar överskrider kontrollgränsen för medelvärdet plus 1s eller medelvärdet minus 1s.</p>
10:x	<p>En körning avvisas om 10 sammanhängande kontrollmätningar ligger på samma sida av medelvärdet. Om ett av dessa resultat faller direkt på medelvärdet avvisas dock inte körningen.</p>

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)

7.4.3 Verktygsfältet: Edit (Redigera)

Menyn **Edit (Redigera)** innehåller följande val:

Copy to Excel (Kopiera till Excel)

Kommandot **Copy to Excel (Kopiera till Excel)** tillåter användaren att exportera data direkt till ett MS Excel-kalkylblad.

Copy in ASCII-Format (Kopiera i ASCII-format)

Välj **Copy in ASCII-Format (Kopiera i ASCII-format)** för att kopiera de data som finns i de valda brunnarna i plattlayouten till urklippet.

Denna funktion gör det möjligt att överföra brunnensdata till andra programvaror.

Paste from ASCII-Format (Klistra in från ASCII-format)

I menyn **Edit (Redigera)** klickar du på **Paste (Klistra in)** eller tryck på **CTRL-V**.

Innehållet i utvalda data kommer att klistras in från urklippet med ASCII-dataformatet. Funktionen gör det möjligt att överföra data från andra programvaror (t.ex: Excel) i brunnarna.

Först måste de relevanta data väljas med musen i den andra programvaran. Därefter måste de utvalda data kopieras och överföras till urklippet. Raderna måste skiljas åt med radmatning och kolumnerna med tabstoppar. Detta görs automatiskt i Excel när du markerar flera celler.

Funktionen **Paste (Klistra in)** klistrar in de kopierade data i ASCII-format från urklippet i brunnarna. Data infogas alltid från position A1. Om data inte är numeriska sätts värdet till 0.

Vid händelse av oavslutad kinetik med definierat intervall kommer en fråga att visas. Här bestämmer du om de utvalda data ska skriva över de ursprungliga data eller om data ska bifogas. Tidsintervallet hämtas från mätparametrarna.

Insert Sample ID List (Infoga en prov-ID-lista)

Detaljerad information finns på 6.5 Starta mätning - Insert Sample ID List (Infoga en prov-ID-lista).

Recalculate with another Method (Beräkna på nytt med en annan metod)

En ny beräkning baserad på inställningarna för en nyvald metod kommer att utföras.

Om ett fel uppstår under den nya beräkningen stoppas proceduren.

Klicka på det här alternativet för att öppna dialogrutan **File open (Öppen fil)**. I en ytterligare **Remarks (Anmärkningar)**-fält visas en textbeskrivning av filen - om den har angetts (endast tillgänglig i **magellan** Tracker). Metoden måste väljas antingen genom att dubbelklicka på metodfilen eller genom att markera metodfilen och klicka på knappen **Open (Öppna)**.

När du har valt metod, visas dialogrutan **Calculating... (Beräkna)**. Den här dialogrutan är endast till för visning och innehåller inga element för redigering. Den stängs när beräkningen är klar.

7.4.4 **Verktysfältet: Instrument**

För detaljerad information om **Movements (Förflyttningar)** och **Temperature Control (Temperaturkontroll)** se kapitel 3.1 Instrumentalternativ.

Starta mätning

Med det här alternativet kan mätningen startas på nytt med den aktuellt laddade metoden och aktuella data skrivs över om **YES (Ja)** har valts i dialogrutan **magellan**.

Om den kinetiska omgången är ofullständig kan cykler läggas till (inte tillgängligt för instrument i Infinite-serien).

För detaljerad information se 6.5 Starta mätning med en fördefinierad eller favoritmetod.

7.4.5 **Fönstret plattlayout**

De data som ska visas i en brunn när du öppnar en arbetsyta kan ställas in när du definierar metoden (**Automated data handling → view results after measurement → More...**).

I varje enstaka brunn syns tre rader, och följande data visas som standard:

1:a raden: layout

2:a raden: replikatinformation

3:e raden: På den tredje raden används de konventioner som beskrivs i följande kapitel, beroende på vilka data som valts (se 7.4.6 Särskilda karaktärer).

7.4.6 Särskilda karaktärer

"None" (Ingen)	Inga data visas.
"~" tilde	En tilde läggs till för det manipulerade värdet av en brunn (simulerad, redigerad), till exempel: 0.354~
"(")" parentes	Parenteser används för det dolda värdet för en brunn, till exempel: (0.354)
"!" utropstecken	Ett utropstecken läggs till för det eliminerade värdet av en brunn; till exempel: !.0.354
"#" fyrkant	Koncentrationsvärdena markeras med ett "#" när den beräknade koncentrationen ligger utanför standardkurvans intervall, vilket innebär att koncentrationvärdet har extrapolerats. Till exempel: #13.75
" * " asterisk	En asterisk markerar värden som har uppmätts med alternativet "Använd förstärkningsreglering", som korrigerar (= sänker) förstärkningen.
Motsvarande felmeddelande visas.	Medelvärde för en brunn är oanvändbart (t.ex.: "lamp low", division med noll, negativ logaritm).
Ingen färg, den tredje raden är tom	Ingen formel tillämpas på brunnen eller Replikatbrunn om "average s" (medelvärde s) eller "v calculation" (v beräkning) eller Inga cutoff-resultat.
Data från den första replikatet döljs eller elimineras	Genomsnittligt värdet erhålls utan att använda dolda data, men det genomsnittliga värdet visas i brunnen för det första replikatet
"< MIN"	Den beräknade koncentrationen ligger under den lägsta standarden.
"MitPt"	Flera punkter; en unik koncentration kan inte beräknas.
"> MAX"	Den beräknade koncentrationen ligger över den högsta standarden.
"NoCalc"	Indata har inte hittats eller beräkningsfel; beräkningen är inte möjlig

Genvägar

När du visar transformerade data kan du trycka på CTRL-SHIFT för att visa den definierade formeln på den andra raden så länge du trycker på tangenten.

7.4.7 Kontrollfält Instrumentdata

Användaren kan välja rådata, spektrumdata osv., och deras statistik i enlighet med den utförda mätningen.

7.4.8 Kontrollfält Reducerade data

Användaren kan välja reducerade data, t.ex. differensdata enligt den utförda mätningen.

7.4.9 Kontrollfält Transformerad data

Användaren kan välja den transformation som krävs för att visa de beräknade resultaten, inklusive statistik, färgad display osv.

7.4.10 Kontrollfält Kinetiska parametrar

Användaren kan visa de kinetiska utvärderingsparametrarna, t.ex. medel/max lutning, starttid osv., enligt mätdefinitionen.



Anmärkning
Oanvändbara data (t.ex. överflödsvärden) ignoreras vid beräkning av kinetiska data.

Definiera reducering av kinetiska data i brunn

Välj **Edit kinetic settings... (Redigera kinetiska inställningar)** från den högra musens sammanhangsberoende meny när en brunn är vald. Dialogrutan för reducering av kinetiska data visas (se kapitel 4.3.6 Kinetik: Reducering av kinetiska data för mer information).

För den valda brunnen kan särskilda parametrar definieras. De kan också kopieras till andra brunnar (välj **Copy kinetic settings (Kopiera kinetikinställningar)** från högra musens snabbmeny, klicka på brunnen/brunnarna där inställningarna ska kopieras och välj **Paste kinetic settings... (Klistra in kinetiska inställningar)**).

Om du ändrar inställningarna för reducering av kinetisk data på fliken Method (Metod) kommer de brunnsspecifika definitionerna att skrivas över.

Dialogrutan Graph (Diagram): Enzyme kinetics (Enzymkinetik)

Dialogrutan **Enzyme Kinetics Graph (Diagram för enzymkinetik)** tillåter användaren att visa diagrammet för enzymkinetik.

Sammanhangsberoende meny av Enzyme Kinetics Graph (Diagram för enzymkinetik)

Genom att högerklicka på diagrammet visas en sammanhangsberoende meny.

Hårkorsmarkör	En hårkorsmarkör visas för att hjälpa till att placera markören på särskilda punkter i diagrammet.
Kopiera till Urklipp	Kopierar diagrammet till urklippen som en bitmapp; bitmappen kan överföras till alla Windows-program med hjälp av funktionen klistra in.
Save as bitmap (Spara som bitmapp)	Sparar diagram som en bitmappfil.
Print... (Skriv ut)	Skriver ut diagrammet.
Printer Setup... (Skrivarinställningar)	Visar dialogrutan Printer Setup... (Skrivarinställningar) där skivarinställningarna kan definieras.
Zooma till 100%	Ställer tillbaka diagramvisningen till 100 % om zoomfaktorn har ändrats genom att välja rektangulära områden i diagrammet.
Data om enzymkinetik...	Öppnar dialogrutan Enzyme Kinetics Data (Data om enzymkinetik) . Dialogrutan Enzyme Kinetics Data (Data om enzymkinetik) visar resultatet av den definierade enzymkinetikanalysen.

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)

Properties... (Egenskaper)	Välj det här kommandot om du vill ändra egenskaperna för diagramvisningen. Diagrammets titel, axelformat, kurvstil osv., kan anpassas.
Help... (Hjälp)	Öppnar dialogrutan Help (Hjälp) i magellan .

7.4.11 Kontrollfält Koncentrationer

Välj enstaka koncentration, medel eller genomsnittlig enstaka koncentration för att visa resultaten, beräknade enligt standardkurvan:

- **Single conc. (Unit)**
Koncentrationen för ett individuellt replikat.
- **Mean conc. (Unit)**
Medelvärdet av replikat används för beräkning av koncentrationen. Om replikat med olika spädningar definieras kommer medelkoncentrationen inte att vara tillgänglig.
- **Average single conc. (Unit)**
Koncentrationen beräknas för varje replikat. Därefter beräknas medelvärdet av koncentrationerna.
- **Ytterligare koncentrationer (enstaka koncentration, medelkoncentration och genomsnittlig koncentration) om de finns tillgängliga.**
- **Diagram: Standard Curve (Standardkurva)**
Klicka på det här alternativet för att öppna dialogrutan **Graph: Standard Curve (Diagram: Standardkurva)**
- **Intercepts (Skärningspunkter):**
- **Värden för koncentrationstransformationer, om de definieras**
- **IC50, r-IC50, Diagram: spädningsserier**

Dialogrutan Graph: Standard Curve (Diagram: Standardkurva)

Öppna den här dialogrutan via kontrollfältet eller genom att klicka på **Curve (Kurva)** i verktygsfältet för att visa och redigera **Standard Curve (Standardkurva)**.

Den här dialogrutan har en egen meny med alternativ för att spara standardkurvan, ändra analystyp eller jämföra ett antal kurvor. Diagram kan exporteras som en bitmapp som sedan kan inkorporeras i dokument i andra programvaror.

Dialogrutan Graph: Standard Curve (Diagram: Standardkurva) innehåller följande element:

Filmeny

Filmenyn innehåller följande kommandon:

- **New (Ny)** väljs för att skapa en ny standardkurva, X- och Y-värdena kan definieras i en dialogruta.
Ange uppmätta värden (Y-värde) och koncentration (X-värde). Om alternativet **Exclude (Exkludera)** väljs, kommer motsvarande punkt inte att tas med i beräkningen av diagrammet.
När du är klar klickar du på knappen **OK**.
- **Open (Öppna)** väljs för att öppna en tidigare sparad standardkurva.
En standardkurva som sparats i filformatet .std kan öppnas. När detta kommando utförs visas diagrammet tillsammans med de redan visade standardkurvorna.

- **Close** (Stäng)
Om flera kurvor är öppna kan individuella kurvor stängas med detta alternativ.
Den aktuella kurvan måste väljas från den tillgängliga listan och stängas genom att klicka på knappen **OK**.
- **Save/Save as** (Spara/Spara som) väljs för att spara en standardkurva för ytterligare utvärderingar.
En standardkurva kan sparas som en **.std** fil. Filen kan inkluderas i metoden genom att växla till fliken **Data**. Om användaren har valt **Save** (Spara) och kurvan tidigare har sparats, sparas den utan att några prompter visas. Om det inte är fallet uppmanas användaren att ange ett namn för den nya kurvan.
- **Export** (Exportera) väljs för att exportera en standardkurva som en bitmappfil.
- **Print...** (Skriv ut) väljs för att skriva ut standardkurvan. Detta kommando skriver ut det aktuella diagrammet.
- **Printer Setup...** (Skrivarinställningar)
Om du väljer det här alternativet visas dialogrutan **Printer Setup...** (Skrivarinställningar).
- **Exit** (Avsluta) väljs för att avsluta dialogrutan för standardkurvan.
Om några ändringar har gjorts, t.ex. en ändring av interpoleringsprocessen, görs en ny beräkning.

**Anmärkning**

Standardkurvor som läggs till med New (Ny) eller Open (Öppen) är endast till för jämförelse. När du stänger dialogrutan Standardkurva tas kurvorna bort.

**EXPERTENS KUNSKAP**

En sparad fil med standardkurva kan användas i metoder som inte har standarder i layouten för att beräkna provkoncentrationer. Se 4.3.8 Koncentrationer:Standardkurva, **Standarder från extern fil**.

Redigeringsmenyn

Menyn **Edit (Redigera)** innehåller följande kommandon:

- Välj **Copy** (Kopiera) för att kopiera diagrammet till urklippet som en bitmapp, som kan överföras till alla Windows-program med hjälp av funktionen kopiera/klistra in.
- Välj **Properties** (Egenskaper) för att ändra analystyp, axlar, titel osv.
- Välj **Standard Curve** (Standardkurva) för att öppna dialogrutan Standardkurva. I den här dialogrutan kan standardpunkter uteslutas eller inkluderas.
När du väljer den relevanta kurvan i den tillgängliga listan och klickar på **OK** kommer alla baspunkter att visas i fönstret som visas. Aktivera eller uteslut en punkt genom att klicka på alternativet **Exclude** (Exkludera). Endast de punkter som inte har markerats som uteslutna kommer att användas vid beräkningen av standardkurvan.
Endast baspunkter som har erhållits från rådata, som har matats in manuellt eller som har laddats in ytterligare kan ändras. Baspunkter som erhålls från transformation, till exempel, kan bara uteslutas.

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)

- **Conc. Range** (Koncentrationsintervall): Dialogrutan **Concentration Range** (Koncentrationsintervall) visas. Välj mellan **Display all** (Visa alla) och **Display range** (Visa intervall). Om **Display range** (Visa intervall) har valts och **Min.**- och **Max.**-gränser definieras, visas endast koncentrationvärden inom det angivna intervallet i fönstret plattlayout.

Menyn View (Visa)

Menyn **View (Visa)** innehåller följande kommandon:

- Välj **Audit trail** för att visa audit trail för en extern standardkurva. Detta alternativ är endast tillgängligt för **magellan** Tracker.
- Välj **Statistics** (Statistik) för att visa statistiken över de erhållna värdena. För att bedöma om någon drift eller förändring har skett med läsaren under en tidsperiod är det möjligt att jämföra en serie standardkurvor med hjälp av statistiska värden.
Om ett antal kurvor laddas beräknas medelvärdet, standardavvikelsen och variationskoefficienten för var och ett av dem.
- **Intercepts...** (Skärningspunkter) öppnar dialogrutan **Intercepts** (Skärningspunkter). Dialogrutan **Intercepts** (Skärningspunkter) visar resultatet av de definierade värdena för skärningspunkter.
- **Average Standard Curve** (Genomsnittlig standardkurva) visar standardkurvan som ett medelvärde för de utförda försöksgrupperna. Det här alternativet kan bara aktiveras om det finns ett antal kurvor tillgängliga i fönstret. En genomsnittlig kurva genereras och visas med hjälp av insamlade data av kurvor.

Menyn Help (Hjälp)

Välj menyn **Help (Hjälp)** för att öppna dialogrutan **Help** (Hjälp) i **magellan**.

Click on points (Klicka på punkter)

Click on points (Klicka på punkter) kommer att dölja/visa dem i standardkurvan. När en punkt har dolts justeras linjen i diagrammet automatiskt i enlighet med detta och punkten representeras som en genomskinlig symbol i stället för en solid symbol.

Tips: Detta kan ångras genom att trycka på **CTRL+Z**.

X- och Y-markörens verktygstips

När markören inte flyttas under en kort stund, visas ett verktygstips med X- och Y-koordinaterna för markörens aktuella position.



EXPERTENS KUNSKAP

Om fler än **sex** standardkurvor visas i diagrammet, visar endast en liten förklaring på den högra sidan, diagrammets etikett. Om du vill visa anpassningsfunktionerna respektive parametrarna för kurvanpassning, välj **Standard Curve Data (Data för standardkurva)** från den sammanhangsberoende menyn (se nedan).

Sammanhangsberoende meny för ett diagram för standardkurva

Genom att högerklicka på diagrammet visas en sammanhangsberoende meny.

Hårkorsmarkör	En hårkorsmarkör visas för att hjälpa till att placera markören på särskilda punkter i diagrammet.
Single points (Enstaka punkter)	Visa replikatvärden i stället för medelvärden.

Copy to Clipboard (Kopiera till Urklipp)	Kopierar diagrammet till urklippet som en bitmapp, som kan överföras till alla Windows-program med hjälp av funktionen klistra in.
Save as Bitmap (Spara som bitmapp)	Sparar diagrammet som en bitmappfil.
Print... (Skriv ut)	Skriver ut diagrammet.
Printer Setup... (Skrivarinställningar)	Visar dialogrutan Printer Setup... (Skrivarinställningar) .
Undo changes (Ångra ändringar)	Avbryter nyligen genomförda åtgärder.
Zoom to 100% (Zooma till 100 %)	Ställer tillbaka diagramvisningen till 100 % om zoomfaktorn har ändrats genom att välja rektangulära områden i diagrammet.
Standard Curve Data (Data för standardkurva)	Visar parametrarna för kurvanpassning för den/de visade standardkurvan/standardkurvorna.
Intercepts... (Skärningspunkter)	Öppnar dialogrutan Intercepts (Skärningspunkter) som visar resultatet av de definierade värdena för skärningspunkterna.
Properties... (Egenskaper)	Ändrar egenskaperna för diagramvisningen. Diagrammets titel, axelformat, kurvstil osv., kan anpassas.
Help... (Hjälp)	Öppnar standarddialogrutan hjälp i magellan .

Dialogrutan Graph: Dilution Series (Diagram: Spädningsserie)

Dialogrutan **Graph: Dilution Series (Diagram: Spädningsserie)** visar spädningsdiagrammet med den angivna skärningspunkten.

Sammanhangsberoende meny för spädningsdiagram

Genom att högerklicka på diagrammet visas en sammanhangsberoende meny.

Hårkorsmarkör	En hårkorsmarkör visas för att hjälpa till att placera markören på särskilda punkter i diagrammet.
Copy to Clipboard (Kopiera till Urklipp)	Kopierar diagrammet till urklippet som en bitmapp; bitmappen kan överföras till alla Windows-program med hjälp av funktionen klistra in.
Save as bitmap (Spara som bitmapp)	Sparar diagrammet som en bitmappfil.
Print... (Skriv ut)	Öppnar dialogrutan Print (Skriv ut) där diagrammet kan skrivas ut.
Printer Setup... (Skrivarinställningar)	Öppnar dialogrutan Printer Setup (Skrivarinställningar) där skivarinställningarna kan definieras.
Zoom to 100% (Zooma till 100 %)	Ställer tillbaka diagramvisningen till 100 % om zoomfaktorn har ändrats genom att välja rektangulära områden i diagrammet.

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)

Dilution Series Data (Data för spädningsserie)	Visar värdena för skärningspunkter och korrelationskoefficienter.
Properties... (Egenskaper)	Välj det här kommandot om du vill ändra egenskaperna för diagramvisningen. Diagrammets titel, axelformat, kurvstil osv., kan anpassas.
Help... (Hjälp)	Öppnar standarddialogrutan hjälp i magellan .

7.4.12 **Kontrollfält Kvalitativa resultat**

Definitor av cutoff visar en översikt av de aktuellt använda cutoff-intervall och de använda cutoff-gränserna.

I datainformationsfönstret längst ner på skärmen visas en lista över definitioner av cutoffs (försöksgrupper, indata, cutoff-intervall osv.).

Användaren kan se cutoff-resultaten

- Cutoff definition (Definitor av cutoff)
Intervall och gränser för intervallen
- Cutoff results (Cutoff-resultat)
Cutoff-resultat för varje brunn
- Cutoff statistic (Cutoff-statistik)
Statistik över antalet träffar för varje intervall

7.4.13 **Kontrollfält Prov-ID:n**

Användaren kan visa data från prov-ID-listan.

7.4.14 **Kontrollfält Metodlayout**

Användaren kan se metodlayouten, dvs. brunnpositioner, layout, replikatinformation, mätparametrar osv.

7.4.15 **Kontrollfält QC-validering**

Listan över valideringar innehåller försöksgrupperna, indata för varje valideringsgrupp, valideringsformlerna och deras resultat (TRUE eller FALSE).

Om resultatet är TRUE visar det att valideringskriterierna har uppfyllts för denna specifika platta, medan FALSE är ett ogiltigt resultat för hela plattan.

7.4.16 **Kontrollfält Miscellaneous (Övrigt)**

Felprotokollet loggar alla fel som uppstår under körningen av en metod. Fel kan uppstå under en mätning eller under beräkningen. Gå igenom felprotokollet innan du använder data och resultat.

7.4.17 **Box för färgskala**

Om värden som ingår i analysplattan presenteras i olika färger, visas dialogrutan **Color scale (Färgskala)**. Färgerna ger en snabb överblick över mätresultaten för de individuella brunnarna. Färgerna, som de används, beror på de inställningar som definieras i färgschemat.

7.4.18 **Sammanhangsberoende meny för en brunn**

Genom att högerklicka på en brunn i plattlayouten - när du har valt fliken **Edit Method (Redigera metod)** - visas en sammanhangsberoende meny.

Dialogrutan Summary... (Sammanfattning)

Dialogrutan **Summary (Sammanfattning)** ger en översikt över alla definierade parametrar för en vald brunn.

Information tree (Informationsträd)	Informationsträdet ger en översikt över alla definierade brunnsbaserade parametrar för den valda brunnen. Trädet fylls i enlighet med tillgänglig information, t.ex. om information om prov-ID-listan finns tillgänglig visas prov-ID, pipetteringsstatus osv. Om rådata är tillgängliga kan ytterligare information visas beroende på mätinställningarna och de anslutna instrumenten, t.ex. för kinetiska mätningar visas tidpunkterna.
Knapparna Left (Vänster), Right (Höger), Up (Upp) och Down (Ner)	Riktningssknapparna kan användas för att välja en annan brunn på plattan samtidigt som dialogrutan förblir öppen.
Expand All/ Shrink All (Expandera allt/förminska allt)	Klicka på den här knappen för att visa informationsträdet expanderat till den högsta nivån eller för att minska till den första nivån.
OK	Stänger dialogrutan Summary (Sammanfattning) .

Dialogrutan Details (Detaljer)

Dialogrutan **Details (Detaljer)** visar resultaten för flera läsningar per brunn för en brunn.

Menyn File (Fil)	Save & Exit (Spara och avsluta) väljs för att spara alla ändringar och stänga dialogrutan.
Menyn Edit (Redigera)	Menyn Edit (Redigera) innehåller följande kommandon: <ul style="list-style-type: none"> • Klicka på Copy (Kopiera) för att kopiera de enstaka värdena till urklipp, som sedan kan överföras till ett Windowsprogram med hjälp av funktionen klistra in. • Välj Recalculate (Beräkna om) för att tvinga fram en ny beräkning av statistiken längst ner i dialogrutan. Det här alternativet är inaktiverat om Automatic Recalculation (Automatisk beräkning) är inställd. • Om Automatic Recalculation (Automatisk beräkning) är inställd, beräknas statistikdata efter varje dölj-/visa-åtgärd.
Menyn View (Visa)	Menyn View (Visa) innehåller följande kommandon: <ul style="list-style-type: none"> • Values (Värden) kan väljas för att visa läsningarna som värden. • Använd det här alternativet för att snabbt och grovt visa flera läsningar per brunn. Graphic (Grafik) kan väljas för att visa de avlästa värdena som färger. Brightness (Ljusstyrka) använder en färg med olika ljusstyrkor för att visa värdena. Pseudo Colors (Pseudofärger) använder olika färger för att visa värdena. En färgskala med ett reglage visas för att ändra intensiteten.
Menyn Help (Hjälp)	Klicka på Help (Hjälp) för att öppna dialogrutan Help (Hjälp) i magellan .
Klicka på punkterna	När du klickar på reads (läser) kommer det att dölja/visa dem. När en läsning har dolts sätts värdet inom parentes. Om färgdisplayen är aktiverad visas läsningen i vitt med en svart cirkulär kant.

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)

Dialogrutan Edit (Redigera)

Använd det här kommandot för att redigera uppmätta rådata för en vald brunn.

Textfältet Edit raw data (Redigera rådata)	Ett nytt värde för den valda brunnen kan anges. Data visas sedan med symbolen ~ (se kapitel 7.4.6 Särskilda karaktärer).
Knappen Reset (Återställ)	Återställer brunnen till sitt ursprungliga värde.
Kryssrutan Mask (Dölj)	Utesluter värdet av brunnen från beräkningen. Data anges sedan inom parentes. Välj kryssrutan Mask (Dölj) igen för att inkludera värdet igen.
Knapparna Left (Vänster) , Right (Höger) , Up (Upp) och Down (Ner)	Riktningknapparna används för att välja en annan brunn på plattan samtidigt som dialogrutan förblir öppen.
OK	Stänger dialogrutan Edit (Redigera) .

Dialogrutan Graph: Multilabel (Diagram: Multipla inmärknings)

Dialogrutan **Graph (Diagram)**: Dialogrutan **Multilabel (Multipla inmärknings)** visar data för de valda brunnarna. Rådata mot brunnsidentiteter visas.

Sammanhangsberoende meny för diagram med multipla inmärknings

Genom att högerklicka på diagrammet visas en sammanhangsberoende meny.

Hårkorsmarkör	En hårkorsmarkör visas för att hjälpa till att placera markören på särskilda punkter i diagrammet.
Copy to Clipboard (Kopiera till Urklipp)	Kopierar diagrammet till urklippet som en bitmapp, som kan överföras till alla Windows-program med hjälp av funktionen klistra in.
Save as bitmap (Spara som bitmapp)	Sparar diagrammet som en bitmappfil.
Print... (Skriv ut)	Öppnar dialogrutan Print... (Skriv ut) där diagrammet kan skrivas ut.
Printer Setup... (Skrivarinställningar)	Öppnar dialogrutan Printer Setup... (Skrivarinställningar) där skrivarinställningarna kan definieras.
Zoom to 100% (Zooma till 100 %)	Ställer tillbaka diagramvisningen till 100 % om zoomfaktorn har ändrats genom att välja rektangulära områden i diagrammet.
Properties... (Egenskaper)	Välj det här kommandot om du vill ändra egenskaperna för diagramvisningen. Diagrammets titel, axelformat, kurvstil osv., kan anpassas.
Help... (Hjälp)	Den här knappen öppnar dialogrutan Help (Hjälp) i magellan .

Dialogrutan Graph: Kinetics (Diagram: Kinetik)

Dialogrutan **Graph (Diagram): Kinetics (Diagram: Kinetik)** visar diagrammet för kinetiska mätningar av en eller flera valda brunnar. Förklaringen innehåller de beräknade kinetiska parametrarna.

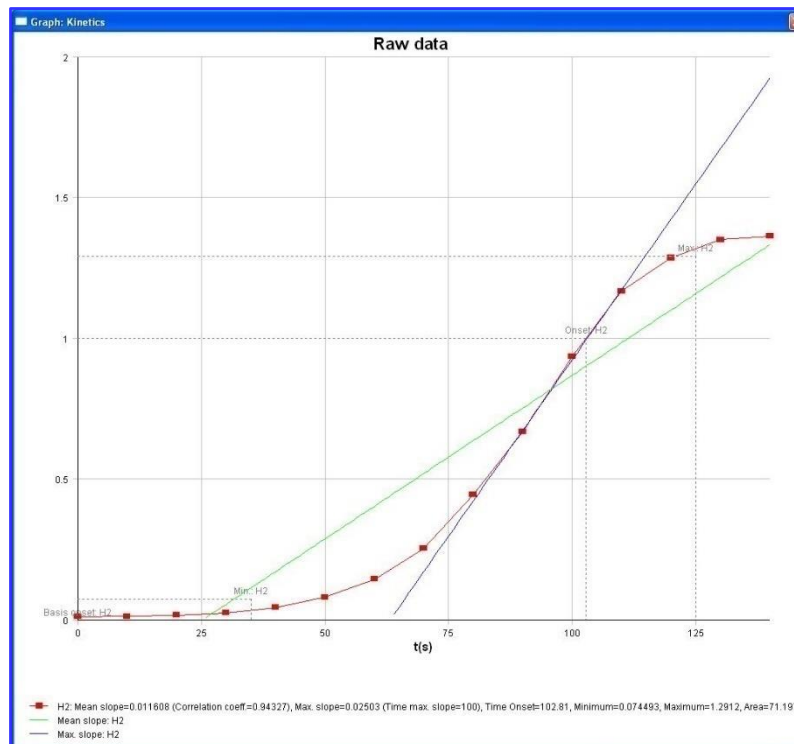
Klicka på punkter för att dölja/visa dem i det kinetiska diagrammet. När en punkt har dolts justeras linjen i diagrammet automatiskt i enlighet med detta och punkten representeras som en transparent symbol i stället för en fylld färgad symbol.

Sammanhangsberoende meny för kinetiska diagram

Genom att högerklicka på diagrammet visas en sammanhangsberoende meny.

Hårkorsmarkör	En hårkorsmarkör visas för att hjälpa till att placera markören på särskilda punkter i diagrammet.
Copy to Clipboard (Kopiera till Urklipp)	Kopierar diagrammet till urklippet som en bitmapp, som kan överföras till alla Windows-program med hjälp av funktionen klistra in.
Save as bitmap (Spara som bitmapp)	Sparar diagrammet som en bitmapp.
Print... (Skriv ut)	Öppnar dialogrutan Print... (Skriv ut) där diagrammet kan skrivas ut.
Printer Setup... (Skrivarinställningar)	Öppnar dialogrutan Printer Setup... (Skrivarinställningar) där skrivarinställningarna kan definieras.
Zoom to 100% (Zooma till 100 %)	Ställer tillbaka diagramvisningen till 100 % om zoomfaktorn har ändrats genom att välja rektangulära områden i diagrammet.
Visa kinetiska reducerade data	Beräknade kinetiska data (lutningar, start, minima, maxima) kan visualiseras i diagrammet för den kinetiska kurvan eller de kinetiska kurvorna. Lutningar visualiseras som kurvor och starttider, minima och maxima som skärningspunkter. Displayen kan aktiveras/avaktiveras med hjälp av elementet i sammanhangsberoende menyn. Show Kinetic Reduced Data (Visa kinetiska reducerade data) i dialogrutan kinetiska diagram. Det aktuella visningsläget sparas och återanvänds för ytterligare visningar.

7. Evaluate Results Wizard (Guiden Utvärdera resultat)



Temperature curve (Temperaturkurva)

Det här alternativet visar/döljer en kurva som visualiserar temperaturutvecklingen under kinetiska mätningar (om tillgänglig).

Kinetic parameters... (Kinetiska parametrar)

Öppnar dialogrutan **Kinetic parameters...** (**Kinetiska parametrar**) och ger möjlighet att ändra de kinetiska inställningarna för den eller de valda brunnarna.

Kinetic Data... (Kinetisk data)

Välj det här menyalternativet för att visa en tabell med alla beräknade kinetiska data för de valda brunnarna.

Skalning av Y-axeln

Ett intervall för Y-axeln kan väljas.

Properties... (Egenskaper)

Välj den här knappen för att ändra egenskaperna för visning av diagrammet. Diagrammets titel, axelformat, kurvstil osv., kan anpassas.

Hjälp..

Öppnar dialogrutan Help (Hjälp) i **magellan**.



EXPERTENS KUNSKAP

Det är möjligt att ställa in olika kinetiska parametrar för olika brunnar antingen genom att använda den sammanhangsberoende menyn för en brunn i fönstret plattlayout eller genom att använda den sammanhangsberoende menyn i dialogrutan för kinetiska diagram. När du redigerar de kinetiska parametrarna på fliken Edit method (Redigera metod) ställs de kinetiska parametrarna in på samma sätt för alla brunnar.

Dialogrutan Graph: Spectra (Diagram: Spektra)

Dialogrutan Graph: Spektra (Diagram: Spektra) visar spektrumet för en skanningsmätning.

Sammanhangsberoende meny för spektradiagram i 2D

Genom att högerklicka på diagrammet visas en sammanhangsberoende meny.

Hårkorsmarkör	En hårkorsmarkör visas för att hjälpa till att placera markören på särskilda punkter i diagrammet.
Copy to Clipboard (Kopiera till Urklipp)	Kopierar diagrammet till urklippet som en bitmapp, som kan överföras till alla Windows-program med hjälp av funktionen klistra in.
Save as Bitmap (Spara som bitmapp)	Sparar diagrammet som en bitmapp.
Save as JCAMP-DX (Spara som JCAMP-DX)	Välj det här kommandot för att spara diagrammet som en JCAMP-DX 4.24-fil.
Save as ASCII (Spara som ASCII)	Välj den här knappen för att spara diagrammet som en tabbseparerad ASCII-fil.
Print... (Skriv ut)	Öppnar dialogrutan Print... (Skriv ut) där diagrammet kan skrivas ut.
Printer Setup... (Skrivarinställningar)	Öppnar dialogrutan Printer Setup... (Skrivarinställningar) där skrivarinställningarna kan definieras.
Zoom to 100% (Zooma till 100 %)	Ställer tillbaka diagramvisningen till 100 % om zoomfaktorn har ändrats genom att välja rektangulära områden i diagrammet.
Spectra Data Reduction... (Reducering av spektradata)	Välj det här kommandot för att ändra parameterinställningar för Spectra Data Reduction... (Reducering av spektradata) .
Spectra Reduced Data... (Spektrareducerad data)	Välj det här kommandot för att visa en lista över reducerade spektradata. Anmärkning! Detta kommando aktiveras endast när det finns reducerade spektradata av typvärde tillgängligt.
Data as Table (Data som tabell)	Öppnar en dialogruta som visar spektrumet som en tabell. Detta gör det möjligt att kopiera data till Excel.
Spectrum masked (Spektrum dolt)	Spektrumet och de reducerade data visas som dolda. Detta förhindrar ytterligare beräkningar av denna brunn. Alternativet är endast tillgängligt när råspektrum visas.
Show Prim. Spectrum (Visa prim. spektrum)	Det valda spektrumet och råspektrumet visas tillsammans. Alternativet är endast tillgängligt när reducerat spektrum visas.
Properties... (Egenskaper)	Välj det här kommandot om du vill ändra egenskaperna för diagramvisningen. Diagrammets titel, axelformat, kurvstil osv., kan anpassas.
Help... (Hjälp)	Öppnar dialogrutan Help (Hjälp) i magellan .

**Anmärkning**

För att exportera skanningsresultat går du till den sammanhangsberoende menyn genom att högerklicka på spektradiagrammet. Välj Data as Table (Data som tabell) i dialogrutan och kopiera data till Excel eller spara dem som ASCII-fil.

7.5 Fliken Edit Method (Redigera metod)

Klicka på den här fliken för att byta till den aktuella metoden och dess inställningar. Varje ändring av metoden resulterar i en ny beräkning av alla data när du går tillbaka till fliken Utvärdera resultat. Dessa ändringar kan sparas i arbetsytan, men de kommer inte att tillämpas på den ursprungliga metodfilen. Se kapitel 4 Create/Edit a Method Wizard (Guiden Skapa/redigera en metod) för mer information

Fliken Edit method (Redigera metod) visas endast om den aktuella användaren har lämpliga rättigheter (kapitel 9.6 Användarrättigheter).

7.6 Spara de utvärderade resultaten

Klicka på **Next (Nästa)** i dialogrutan **Results (Resultat)** för att nå dialogrutan **Save in (Spara i)**

Gruppnrutan Save in (Spara i)	Textfältet Filename (Filnamn): ett standardnamn för filen visas, men kan ändras om så önskas.
	Textfältet File remarks (Filkommentarer): ange kommentarer vid behov.
Gruppnrutan Audit trail comment (Audit trail kommentar)	Textfältet Audit trail comment (Audit trail kommentar): ange kommentarer till audit trail vid behov (endast tillgängligt för magellan Tracker).
Knappen Save... (Spara)	Sparar arbetsytan
Export... (Exportera)	Klicka på den här knappen för att öppna dialogrutan Export (Exportera)
Knappen Audit Trail:	Används för att visa Audit trail av filen (endast tillgänglig för magellan Tracker). Se kapitel 4.4 Spara metoden - Audit trail för mer information.
Knappen Signatures (Underskrifter)	Används för att visa de underskrifter som är bifogade till denna fil (endast tillgängligt för magellan Tracker). Se kapitel 4.4 Spara metoden för mer information.
Sign this workspace now (Signera denna arbetsytan nu)	Välj Sign this workspace now (Signera denna arbetsytan nu) för att öppna guiden Attach Signature (Bifoga underskrift) (endast tillgänglig för magellan Tracker).

Klicka på **FINISH (Slutför)** för att stänga guiden **Evaluate Results (Utvärdera resultat)**. Om ändringarna inte har sparats ombeds användaren att spara dem. Klicka på **Save (Spara)** för att spara data utan att stänga guiden.

8. Guiden Bifoga underskrift

8.1 Inledning

Flera underskrifter kan appliceras på en post och de finns alltid med i den utskrivna rapporten. Signerade poster kan endast ändras av användare med lämpliga rättigheter. Det är möjligt att helt kontrollera användningen av metoder genom att tillåta användare att endast köra signerade metoder. Endast **Method (Metod)** och **Workspace (Arbetsyta)** kan signeras.



Anmärkning

Den här guiden är endast tillgänglig med magellan Tracker.

Klicka på **Attach signature (Bifoga underskrift)** för att starta guiden **Attach signature (Bifoga underskrift)**.

Efter dialogrutan Welcome (Välkommen), visas dialogrutan **Select a File (Välj en fil)**. Välj en **Method (Metod)** eller **Workspace (Arbetsyta)** för att signera.

Kombinationsrutan **Show (Visa)**

I kombinationsrutan **Show (Visa)** kan den visade listan över filer ändras i enlighet med urvalet. Möjliga val är:

- All files (Alla filer)
- Unsigned files (Osignerade filer)
- Signed files (Signerade filer)

8.2 Signera en fil

Klicka på **Next (Nästa)** och fönstret **Sign (Signera)** visas.

The screenshot shows a 'Sign' dialog box with the following fields and options:

- File:** ELISA
- Meaning:** Review, Approval, Custom: [empty field]
- Comment:** for test purposes
- User Name:** Admin
- Password:** [masked with dots]

Buttons at the bottom: Help, Cancel, <<< Back, SIGN, and a green play button.

© 2004 Tecan

8. Guiden Bifoga underskrift

Review (Granskning)	Kan endast signeras av en användare med lämpliga rättigheter.
Approval (Godkännande)	Kan endast tillämpas av en användare med lämpliga rättigheter för poster med en redan befintlig granskningsunderskrift. Granskning och godkännande kan inte signeras av samma användare. Inga ändringar får göras i filen mellan granskning och godkännande.
Custom (anpassad)	Ange en anpassad underskriftsbetydelse i textfältet.

Standardanvändarinställningarna tillåter endast administratörer att bifoga underskrifter till granskningar och godkännanden och att ändra signerade filer.

Kommentarer kan läggas till i textfältet **Comment (Kommentarer)**.

I textfältet **User Name (Användarnamn)** måste användarnamnet för den inloggade användaren anges. I textfältet **Password (Lösenord)** måste lösenordet för den inloggade användaren anges.

Klicka på **Finish (Slutför)** för att bekräfta den angivna informationen och signera posten.



Anmärkning

Beroende på standardrutinerna för det företag som använder denna programvara kan denna underskrift betraktas som juridiskt bindande. Därför är det mycket viktigt att användarna håller sina lösenord hemliga.

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)

Klicka på ikonen **Miscellaneous (Övrigt)**  i guiden och välj mellan följande åtgärder/definitioner:



9.1 Instrument control (Instrumentkontroll)

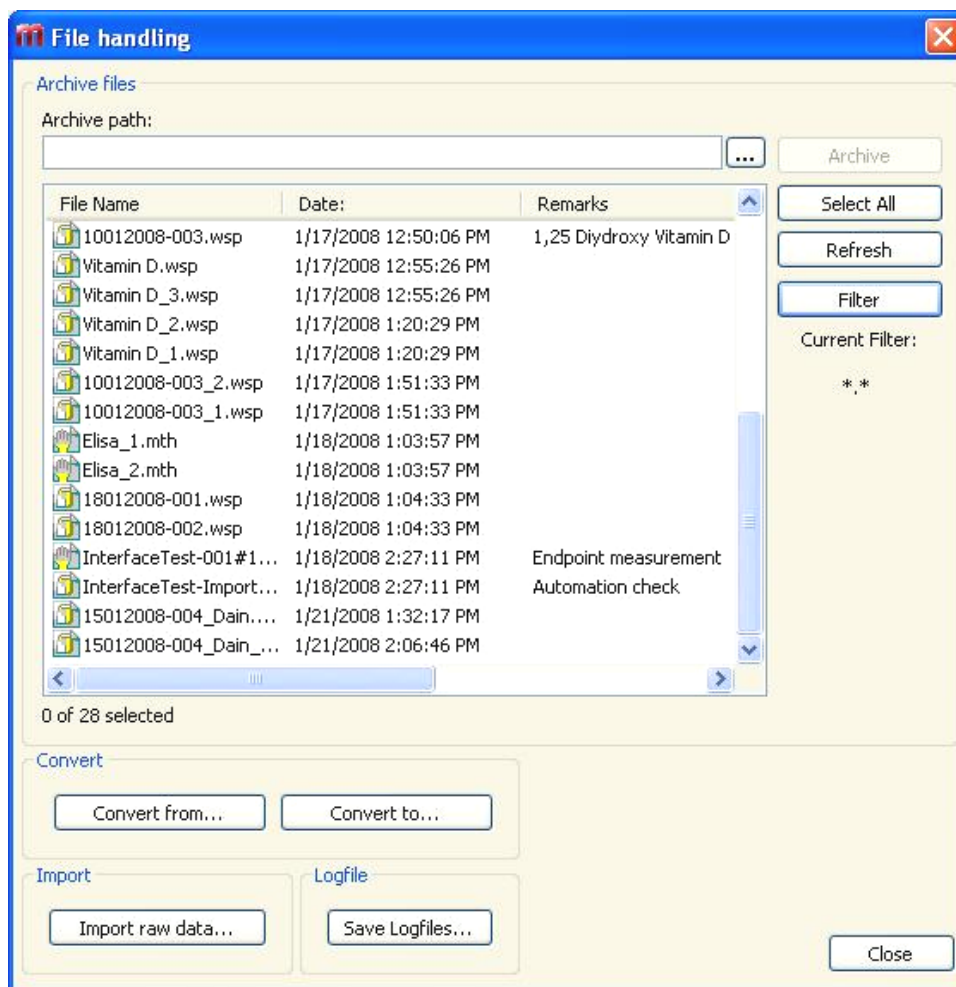
Se avsnitt 3 Instrumentkontroll och inställningar..

9.2 File handling (Filhantering)

9.2.1 Arkivfiler

Grupprutan **Archive Files (Arkivfiler)** ger en översikt och fullständig kontroll över säkerhetskopiering av filer. Den listar alla filer (arbetsytor, metoder, prov-ID-listor eller tillfälliga filer) som sparats av **magellan**.


9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)



De filer som ska säkerhetskopieras måste väljas från listan **File Name (Filnamn)**. Klicka på **Archive (Arkiv)** för att flytta alla valda filer till den angivna säkerhetskopieringskatalogen i lämpliga undermappar.

När filer har attributet **read-only (skrivskyddad)** visas en varningsruta innan filerna raderas.

Grupprutan **Archive Files (Arkivfiler)** innehåller följande element:

Archive path (Arkivsökväg)	Definierar arkivsökvägen. Klicka på knappen Bläddra  för att ändra sökvägen.
Listan File Name (Filnamn)	<ul style="list-style-type: none"> Listar alla filer som sparats av magellan, filtrerade enligt de alternativ som anges i knappen Filter.
Knappen Archive (Arkiv)	Klicka på Archive (Arkiv) för att flytta alla filer som är markerade i listan File name (Filnamn) till säkerhetskopian (funktion för att klippa och klistra in).
Knappen Select All (Välj alla)	Klicka på Select All (Välj alla) för att välja alla filer som visas i listan File name (Filnamn).
Knappen Refresh (Uppdatera)	Klicka på Refresh (Uppdatera) för att avbryta den aktuella Filter -alternativet och uppdatera fillistan.

**Knappen
Filter**

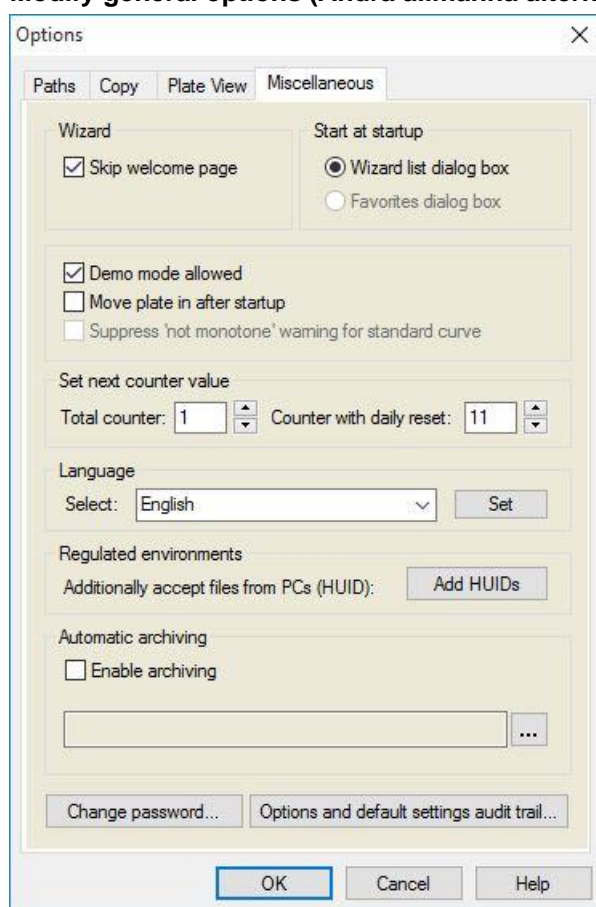
Den här knappen används för att endast visa specifika filer eller filer med en viss sträng i filnamnet:

- Ett frågetecken ? kan användas som wildcard för ett enskilt tecken.
- En asterisk * kan användas som wildcard för inga eller många tecken.

Automatic Archiving (Automatisk arkivering)

Funktionen automatisk arkivering kopierar arbetsytor, metod- och provfiler, som antingen sparas automatiskt eller manuellt av användaren, till en användardefinierad katalog.

Alternativet **Automatic Archiving (Automatisk arkivering)** är endast tillgängligt i **magellan Tracker** och kan endast aktiveras av användare med rättigheterna **Modify general options (Ändra allmänna alternativ)**.

**Grupprutan
Automatic
archiving
(Automatisk
arkivering)**

- Kryssrutan **Enable archiving** (Aktivera arkivering): Markera denna kryssruta för att aktivera automatisk arkivering.
- Klicka på knappen för filbläddraren ("...") för att söka efter arkivkatalogen.

**Anmärkning**

Det kan hända att en vald arkivkatalog blir ogiltig, t.ex. en nätverksenhet. I ett sådant fall varnar magellan inte uttryckligen användaren, men gör en notering i loggfilen för systemets Audit Trail.



Anmärkning

Observera att filerna sparas i arkivkatalogen först från och med det ögonblick då funktionen Automatisk arkivering aktiveras. Filer som har sparats innan funktionen Auto Archive (Automatisk arkivering) aktiverades sparas inte i arkiveringskatalogen.

9.2.2 Importera rådata

Genom att använda funktionen **ASCII File Import (Import av ASCII-filer)** kan användaren behandla ASCII-datafiler i **magellan** som redan innehåller mätdata och ytterligare transformationer. Vissa dataformatdefinitioner måste göras i förväg för att garantera korrekt datahämtning. Till exempel måste individuella data skiljas från datalistan med angivna avskiljare.

Ytterligare alternativ som måste specificeras är följande: Plattformat, antal mätningar, mätintervall och typ av dataordning, orientering och fysisk enhet för värdena.

Dataimporten misslyckas om ASCII-filen inte innehåller så många poster som anges i plattformatet.

När du har definierat de nödvändiga alternativen väljer du den önskade filen från fältet **files selection (Urval av filer)** och hämta filinformationen genom att klicka på knappen **Open (Öppna)**.

Dialogrutan **Open (Öppna)** är en standard Windows-dialogruta för att öppna filer med filnavigeringselement, ett textfält för att ange ett filnamn och en rullgardinsmeny för att välja en filtyp (*.asc).

Dessutom innehåller dialogrutan **Öppna** följande element för att ställa in ASCII-alternativ:

Alternativknappen Format	Den definierar det förväntade dataformatet Table (Tabell) eller Matrix (Matris)
Grupprutan Separator (Avskiljare)	Den definierar vilket tecken som används för att separera datafälten i listan eller matrisen: <ul style="list-style-type: none"> • Tabulator om Tabulator är valt. • Alla andra tecken som anges i textfältet Other (Annat).
Alternativknappen Orientation (Orientering)	Den definierar orienteringen av data, dvs. antingen horisontell eller vertikal .

Measurement Parameters (Mätparameterar)

Info	I rutan visas följande parametrar: <ul style="list-style-type: none"> • Plate format (Plattformat) • Data unit (Dataenhet) • Number of measurements (Antal mätningar) • Measurement interval (Mättningsintervall)
Knappen Measurement Parameters (Mätparameterar)	Välj mätytp, plattyp, antal kinetikcykler och intervall.

9.2.3 Konvertera till

Dialogrutan **Convert Documents – Convert to (Konvertera dokument – Konvertera till)** möjliggör användaren att konvertera **magellan**-filer från den aktuella **magellan**-versionen till filer för tidigare **magellan**-versioner.



Anmärkning

Det här alternativet är endast tillgängligt om den aktuella användaren har lokala administratörsrättigheter för Windows-systemet.



FÖRSIKTIGHET

EFTER KONVERTERINGEN MÅSTE METODERNA VALIDERAS, EFTERSOM INNEHÅLLET I DE KONVERTERADE FILERNA KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN DEN URSPRUNGLIGA FILEN (T.EX. INNEHÅLLET I DEN UTSKRIVNA RAPPORTEN OSV.)

Dialogrutan **Convert Documents (Konvertera dokument)** innehåller följande element:

Grupprutan Document type (Dokumenttyp)	Välj den dokumenttyp som ska konverteras
Knappen Select all (Välj alla)	Klicka på den här knappen för att välja alla filer som visas i fillistan
Listan Filename (Filnamn)	Alla filer som är tillgängliga för konvertering visas. Klicka på en fil för att välja den för konvertering. Genom att hålla in Shift-tangenten kan du välja flera filer.
Redigeringsfältet Source path (Källsökväg)	Redigeringsfältet Source path (Källsökväg) innehåller sökvägen där de filer som ska konverteras lagras. Klicka på knappen ... till höger om textfältet för att ändra sökvägen.
Redigeringsfältet Destination path (Destinationssökväg)	Redigeringsfältet Destination path (Destinationssökväg) innehåller sökvägen där de konverterade filerna lagras. Klicka på knappen ... till höger om textfältet för att ändra sökvägen.
Knappen Convert document(s) (Konvertera dokument)	Klicka på den här knappen för att starta konverteringen.
Rullgardinsmenyn Version	Välj från rullgardinsmenyn vilken version av magellan som filerna ska konverteras till.
Progress bar (Förloppsindikator)	Denna stapel visar konverteringens förlopp.



VARNING

FILERNA KAN INNEHÅLLA FUNKTIONER SOM INTE ÄR KOMPATIBLA MED DET VALDA FORMATET. DESSA FUNKTIONER ÄR DÅ INTE TILLGÄNGLIGA.

9.2.4 Konvertera från

Dialogrutan **Convert Documents – Convert from (Konvertera dokument – Konvertera från)** möjliggör konvertering av **magellan**-filer från tidigare versioner till det aktuella filformatet. Standard **magellan**-filer kan också konverteras till **magellan** Tracker-filer.



Anmärkning

Filer för konvertering visas endast om magellan är ansluten till det instrument (mät- eller demoläge) för vilket filerna genererades.



Anmärkning

Filer från magellan-versioner tidigare än 4.0 måste konverteras för att kunna användas.



Anmärkning

Filer från magellan Standard måste konverteras för att kunna användas med magellan Tracker.



FÖRSIKTIGHET

EFTER KONVERTERINGEN MÅSTE METODERNA VALIDERAS, EFTERSOM INNEHÅLLET I DE KONVERTERADE FILERNA KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN DEN URSPRUNGLIGA FILEN (T.EX. INNEHÅLLET I DEN UTSKRIVNA RAPPORTEN OSV.)

Dialogrutan **Convert Documents (Konvertera dokument)** innehåller två flikar. Fliken **magellan 2.x/magellan 3.x** innehåller följande element:

Grupprutan Document type (Dokumenttyp)	Välj den dokumenttyp som ska konverteras, t.ex. en metod.
Customize new method specific options (Anpassa nya metods specifika alternativ) Separator (Avskiljare)	Flera globala alternativ – i magellan -versioner lägre än V4.0 - är nu metods specifika. För att ställa in dessa alternativ korrekt i metod- och arbetsytorna använder du en av exportknapparna eller knappen Workspace name... (Arbetsytans namn)
Knappen Select all (Välj alla)	Klicka på den här knappen för att välja alla filer som visas i fillistan
Listan File name (Filnamn)	Alla filer som är tillgängliga för konvertering visas. Klicka på en fil för att välja den för konvertering. Genom att hålla in Shift-tangenten kan du välja flera filer. Anmärkning! Endast arbetsytor och metoder som skapats med det aktuellt anslutna instrumentet visas.
Redigeringsfältet Source path (Källsökväg)	Redigeringsfältet Source path (Källsökväg) innehåller sökvägen där de filer som ska konverteras lagras. Klicka på ... till höger om textfältet för att ändra sökvägen.

Redigeringsfältet Destination path (Destinationssökväg)	Redigeringsfältet Destination path (Destinationssökväg) innehåller sökvägen där de konverterade filerna lagras. Klicka på ... till höger om textfältet för att ändra sökvägen. magellan Tracker: Denna sökväg kan inte ändras.
Knappen Convert document(s) (Konvertera dokument)	Klicka på den här knappen för att starta konverteringen.
Progress bar (Förloppsindikator)	Denna stapel visar konverteringens förlopp.



VARNING

TESTERNA INNEHÅLLER INGA MÄTPARAMETRAR. NÄR ETT TEST OMVANDLAS TILL EN METOD MÅSTE MÄTPARAMETRARNA DEFINIERAS. KONTROLLERA ATT MÄTPARAMETRARNA PASSAR DET VALDA TESTET.

magellan 4.x / 5.x-fliken - endast tillgänglig med **magellan** Tracker - innehåller samma fönsterelement som den tidigare beskrivna fliken, förutom att följande alternativ inte är nödvändiga:

- Document type test (Test av dokumenttyp): Testerna är inte tillgängliga med **magellan** 4.x / 5.x.

Anpassa nya metodspecifika alternativ: Dessa alternativ är redan anpassade i **magellan** 4.x / 5.x-filer.

9.2.5 Save Log Files (Spara loggfiler)

Alla loggfiler kan sparas som zip-arkiv genom att klicka på knappen **Save Logfiles... (Spara loggfiler)**. Zip-arkivet kan nu namnges och sparas i en angiven katalog. I händelse av mätnings- eller statusfel under utförandet av **magellan** innehåller detta arkiv brunnsdata, status (t.ex. överflöde, "lamp low") eller beräkningsfel och kan enkelt skickas till din lokala kundtjänst för supportbegäran.

9.3 Alternativ

Flera val och justeringar som gäller i alla menyer och guider i **magellan** är definierade i dialogrutan **Options (Alternativ)**. Om **magellans** användaradministration är aktiverad, är flera inställningar beroende av användaren. Dialogrutan **Options (Alternativ)** är uppdelad i individuella flikar:

- Fliken Paths (Sökvägar)
- Fliken Copy (Kopiera)
- Fliken Plate View (Plattvy)
- Fliken Miscellaneous (Övrigt)

De begärda alternativen måste anges på motsvarande flikar. Klicka på **OK** för att spara ändringarna och stänga dialogrutan.

Användarberoende alternativ (varje användare kan ändra alternativen för sin egen bekvämlighet) är:

- Standardsökvägar (endast i **magellan** Standard)
- Alternativ för kopiering till urklipp och Excel
- Plate View (Plattvy)
- (Skip welcome page) Hoppa över välkomstsidan
- Start with wizard list or favorites page (Börja med guide-listan eller favoritsidan)
- Move plate in after startup (Flytta in plattan efter uppstart)

Följande användarberoende alternativ kan inte ställas in i dialogrutan Options (Alternativ):

- Selected Printer (Vald skrivare)
- Printout orientation. (Orientering av utskriften)
- Printout paper size and source. (Pappersstorlek och källa för utskrift)
- Printout font and color. (Utskriftens teckensnitt och färg)
- Default identifier types. (Standardidentifieringstyper)
- Jumping direction for sample ID input. (Hoppriktning för inmatning av prov-ID)
- Import raw data settings. (Importerera inställningar för rådata)
- Standard för Export options (Exporterera alternativ), Export to ASCII file (Exporterera till ASCII-fil), Export to Excel (Exporterera till Excel) och Workspace Name (Arbetsytans namn).
- Graph dialog box size (Storlek på dialogrutan för diagram)

Följande alternativ kan endast ändras av en användare med rätt behörighet. Dessa alternativ gäller sedan för alla användare:

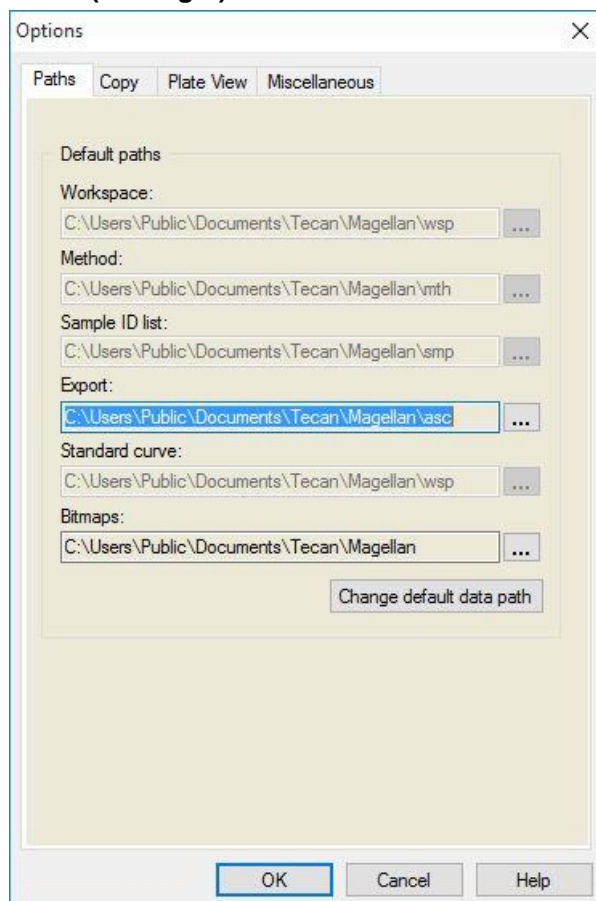
- Language (Språk)
- Demo mode allowed (Demoläge är tillåtet)
- Suppress 'not monotone' warning for standard curve (Undertrycka varningen "not monoton" för standardkurvan)
- Favorites (Favoriter)
- Accepted HUIDs (Acceperade HUID:er)



Anmärkning
I magellan Standard kan datasökvägen ställas in av användaren, i magellan Tracker är datasökvägen allmän inställning som gäller för alla användare.

9.3.1 Standarddatasökvägar

Den här fliken definierar standardsökvägar för de olika filtyper som används i **magellan** ska sparas i. Dessa fördefinierade sökvägar ställs in vid installationen av programvaran för **magellan** och kan ändras i motsvarande datafält i fliken **Paths (Sökvägar)**



Fliken **Paths (Sökvägar)** innehåller följande element:

Textfälten Default paths (Standardsökvägar)

Ett textfält för var och en av följande filtyper visas med motsvarande standardsökvägar:

- **Workspace** (Arbetsyta)
- **Method** (Metod)
- **Sample ID list** (Prov-ID-lista)
- **Export** (Exportera): för mätdata som exporteras till ASCII-filer.
- **Standard curve** (Standardkurva): Sökvägen för standardkurvor är alltid densamma som för arbetsytor.
- **Bitmaps** (Bitmappar): för bitmappar som skapas från dialogrutor för diagram.



knapparna

Klicka på knapparna ... bredvid textfälten för att öppna en standard Windows-dialogruta där en annan sökväg för de skapade filerna kan väljas.

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)

Knappen Change default data path (Ändra standarddatasökväg)

Finns endast i **magellan** Tracker. Klicka på den här knappen för att ändra standarddatasökvägen för att spara arbetsytor, metoder, prov-ID-listor och standardkurvor. Det krävs rättigheter som administratör och systemadministratör i **magellan** för att ändra standarddatasökvägar.



VARNING

PROGRAMVARAN KANSKE INTE KAN TILLDELA RÄTT FILSYSTEMRÄTTIGHETER FÖR EN ANVÄNDARDEFINIERAD STANDARDDATASÖKVÄG! DETTA MÅSTE GÖRAS MANUELLT AV SYSTEMADMINISTRATÖREN. DET FÅR INTE VARA TILLÅTET ATT RADERA ELLER ÄNDRA FILER I STANDARDKATALOGERNA.

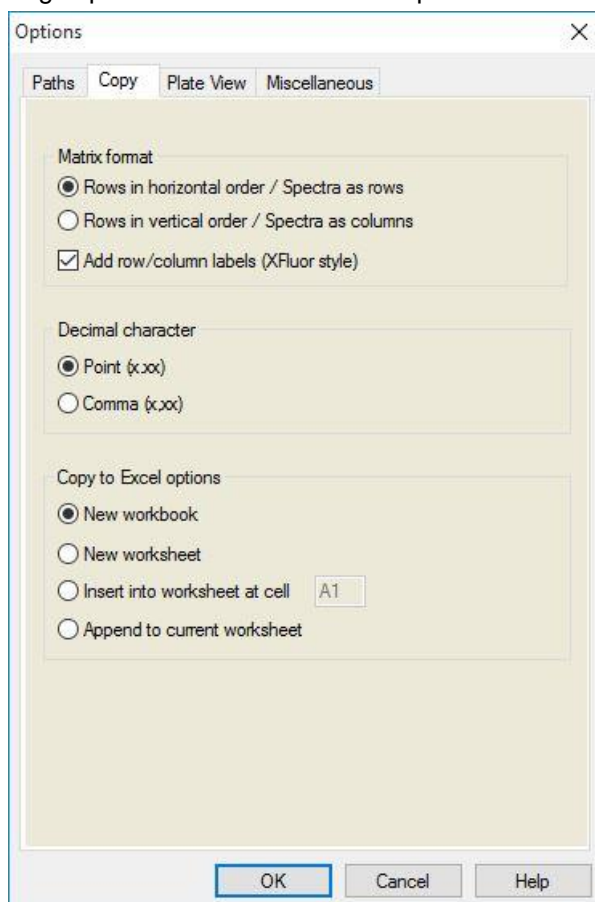


Anmärkning

I magellan Tracker är det bara export- och bitmappsökningarna som kan ändras.

9.3.2 Alternativ för kopiering/export

I en arbetsyta kan kommandon **Edit – Copy (Redigera – Kopiera)** och **Edit – Copy to Excel (Redigera – Kopiera till Excel)** tillåta användaren att exportera mätdata till urklippet eller direkt till ett Excel-kalkylblad. I fliken **Copy (Kopiera)** anges på vilket sätt innehållet i en platta ska hanteras vid dataöverföring.



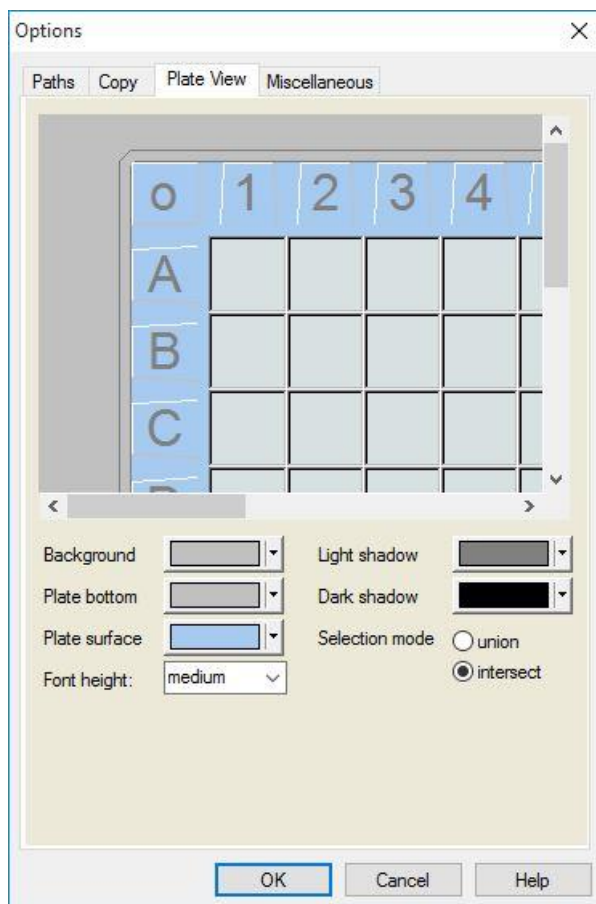
Fliken **Copy (Kopiera)** innehåller följande element:

<p>Grupprutan Matrix format (Matrisformat)</p>	<p>Användaren har också följande möjligheter att definiera hur användaren vill att data ska visas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Rader i horisontell ordning Raderna med data från mikroplattan kopieras i horisontell ordning. • Alternativknappen Rader i vertikal ordning Raderna med data från mikroplattan kopieras i vertikal ordning. Detta resulterar i en överförd matris. • Om kryssrutan Add row/column labels (Lägg till etiketter för rad/kolumn) är vald, läggs rad- och kolumninformation som i XFluor till när data kopieras.
<p>Grupprutan Copy to clipboard options (Alternativ för att kopiera till urklipp)</p>	<p>Ett format för decimalkomman i siffror måste väljas för överförda data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen Point (x.xxx) (Punkt) Exempel: 7.893 • Alternativknappen Comma (x,xxx) (Komma) Exempel: 7.893
<p>Grupprutan Copy to Excel options (Alternativ för att kopiera till Excel)</p>	<p>Alternativknapparna definierar var överförda data ska placeras i Excel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativknappen New workbook (Ny arbetsbok) Överförda data lagras i det första kalkylbladet i en ny arbetsbok. En ny fil skapas alltid, oavsett om Excel startas eller inte. • Alternativknappen New worksheet (Nytt kalkylblad) De överförda data placeras i ett nytt kalkylblad i en öppen, aktiv Excel-arbetsbok. Om Excel inte är öppet när du väljer det här alternativet öppnas det och en ny arbetsbok skapas, och de begärda data infogas i det första kalkylbladet. • Alternativknappen Insert into worksheet at cell (Infoga i kalkylbladet i cell) och textfält för cellkoordinater Överförda data placeras i den angivna cellen (standard är cell A1) i ett öppet, aktivt Excel-kalkylblad. Om Excel inte är öppet när du väljer det här alternativet öppnas det och en ny arbetsbok skapas, och de begärda data infogas i det första kalkylbladet. • Alternativknappen Append to current worksheet (Bifoga till aktuellt kalkylblad) Det här alternativet lägger helt enkelt till data i det aktuella kalkylbladet. Om Excel inte är öppet när du väljer det här alternativet öppnas det och en ny arbetsbok skapas, och de begärda data infogas i det första kalkylbladet.

9.3.3 **Inställningar för plattvy**

I fliken **Plate View (Plattvy)** kan plattvyns utseende anpassas. Färgerna kan ändras för de olika regionerna genom att välja önskad färg från en rullgardinsmeny. Här kan även urvalsläget för märkning av brunnar definieras. Du kan också justera teckensnittsstorleken.

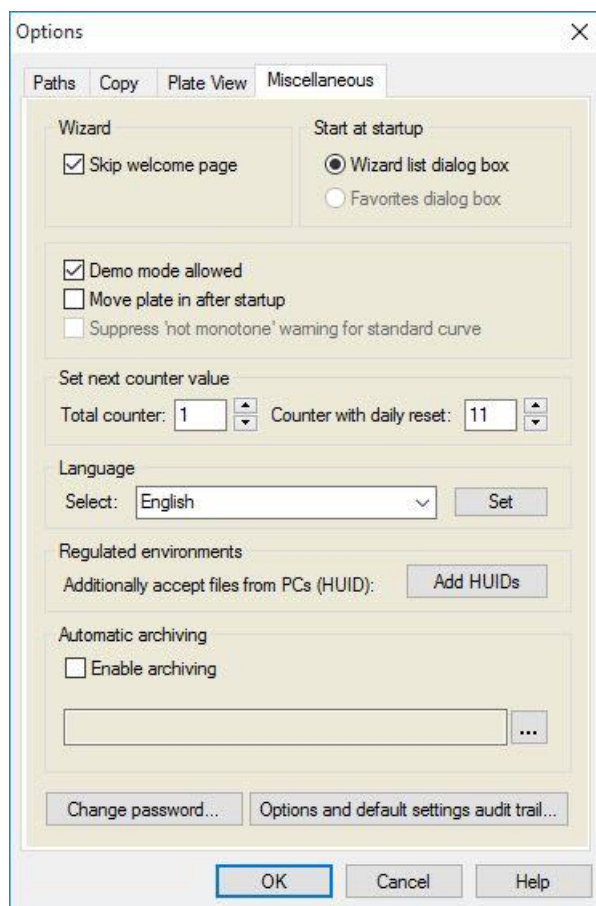
9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)



Fliken **Plate View (Plattvy)** innehåller följande element:

Knappen Set (Ställ in)	Bakgrundsfärgen för fönstret <i>Plate view (Plattvy)</i> kan väljas.
Knappen Plate bottom (Plattbotten)	Du kan välja ramfärg för den valda plattan.
Knappen Plate surface (Plattyta)	Ytfärgen på den visade plattan kan väljas.
Rullgardinsmenyn Font height (Teckensnittets höjd)	Du kan välja teckensnittshöjden för texten i brunnarna: <ul style="list-style-type: none"> • Small (Liten) • Medium (Medel): • Large (Stor)
Knappen Light shadow (Ljusskugga)	Du kan välja färgen för ljusskuggan på plattans ram.
Knappen Dark shadow (Mörk kugga)	Du kan välja färgen för mörka skuggan på plattans ram.
Alternativknapparna Selection mode (Urvalsläge)	Här fastställs urvalsläget för att markera brunnar med musen: <ul style="list-style-type: none"> • Union gör det möjligt att välja brunnar endast när musen har markerat hela brunnens område. • Intersect (Skär) gör det möjligt att välja brunnar när endast en del av brunnen har markerats med musen.

9.3.4 Övrigt



Fliken **Miscellaneous (Övrigt)** innehåller följande element:

<p>Grupprutan Wizard (Guide)</p>	<p>När du väljer kryssrutan Skip welcome page (Hoppa över välkomstsidan) visas välkomstsidan för guiden inte när du öppnar en guide. Guiden startar i det andra fönstret.</p>
<p>Grupprutan Start at startup (Starta vid uppstart)</p>	<p>Att välja dialogrutan Favorites (Favoriter) definierar att i stället för <i>Wizard list (Guide-lista)</i> kommer <i>Favorite dialog (Favoritdialogrutan)</i> att visas efter start av magellan-programvaran.</p>

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)

<p>Grupprutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kryssrutan Demo mode allowed (Demoläge tillåtet): Välj det här alternativet för att tillåta anslutning till ett simulerat instrument. Detta alternativ är användbart om redan uppmätta data ska utvärderas. Då behövs inget instrument. • Kryssrutan Move plate in after startup (Flytta in plattan efter uppstart): Om kryssrutan är markerad och ett instrument är anslutet flyttas plathållaren in automatiskt efter uppstart. • Kryssrutan Suppress 'not monotone' warning for standard curve (Undertrycka varningen "not monotone" för standardkurvan) Välj det här alternativet om du vill att varningen "not monotone" inte ska visas. Detta alternativ är användbart om flera punkter i en standardkurva tas i ett platt område och det är mycket troligt att monotonin inte är given (dvs. den platta delen av en logaritmisk kurva eller annan kurva där en gräns närmar sig). Anmärkning! Detta alternativ är bara tillgängligt i magellan Tracker.
<p>Grupprutan Set next counter value (Ställ in nästa räknarvärde)</p>	<p>Två alternativ föreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total counter (Totalräknare) med hjälp av spinnkontrollen kan du ställa in räknaren på valfritt värde. Visar det nummer som kommer att visas i namnet på nästa arbetsyta som skapas. • Counter with daily reset (Räknare med daglig återställning) med hjälp av spinnkontrollen kan du ställa in räknaren på valfritt värde. Visar det aktuella antalet arbetsytor som har skapats under en dag.
<p>Grupprutan Language (Språk)</p>	<p>Textfältet visar det språk som används. Ett annat språk kan väljas från rullgardinsmenyn. Se Set (Ställ in) nedan.</p>
<p>Knappen Set (Ställ in)</p>	<p>Välj ett annat språk och klicka på Set (Ställ in) för att starta om programmet med det valda språket</p>
<p>Knappen Change password (Byt lösenord)</p>	<p>Klicka på den här knappen för att öppna en dialogruta där användaren kan ändra sitt lösenord (endast tillgängligt när magellan Användaradministration är aktiverad).</p>
<p>Knappen Add HUIDs (Lägg till HUID:er)</p>	<p>En lista med ytterligare HUID:er kan definieras så att användaren kan öppna filer som skapats på en annan dator (endast tillgänglig i magellan Tracker).</p>
<p>Automatic Archiving (Automatisk arkivering)</p>	<p>Välj den här funktionen och ange en användardefinierad katalog för att kopiera alla arbetsytor, metod- och prov-ID-filer som antingen sparas automatiskt eller manuellt av användaren till en användardefinierad arkiveringskatalog.</p>
<p>Knappen Options and default settings audit trail... (Alternativ och standardinställningar audit trail)</p>	<p>Klicka på den här knappen om du vill visa audit trail för alternativ och standardinställningar. Audit trail kan sparas i en ASCII-fil (endast tillgängligt i magellan Tracker). Klicka på Save as file (Spara som fil) för att spara informationen som en .log- eller .txt-fil. Texten kan också kopieras till ett ordbehandlingsprogram för utskrift.</p>

9.4 User Administration (Användaradministration) - magellan Tracker

Det finns tre typer av administratörer som nämns i denna publikation:

System Administrator (Systemadministratör) är ansvarig för alla ändringar som görs i datorns operativsystem.

Administrator (Administratören) är ansvarig för användarrättigheter i **magellan**-programvaran.

magellan Administrator (Administratör) har tillgång till alla funktioner i **magellan** men kan inte ändra användarrättigheter.

magellan erbjuder lösenordsskydd för att förhindra missbruk av programvaran och för att begränsa åtkomsten till delar av programvaran baserat på användarrättigheter.



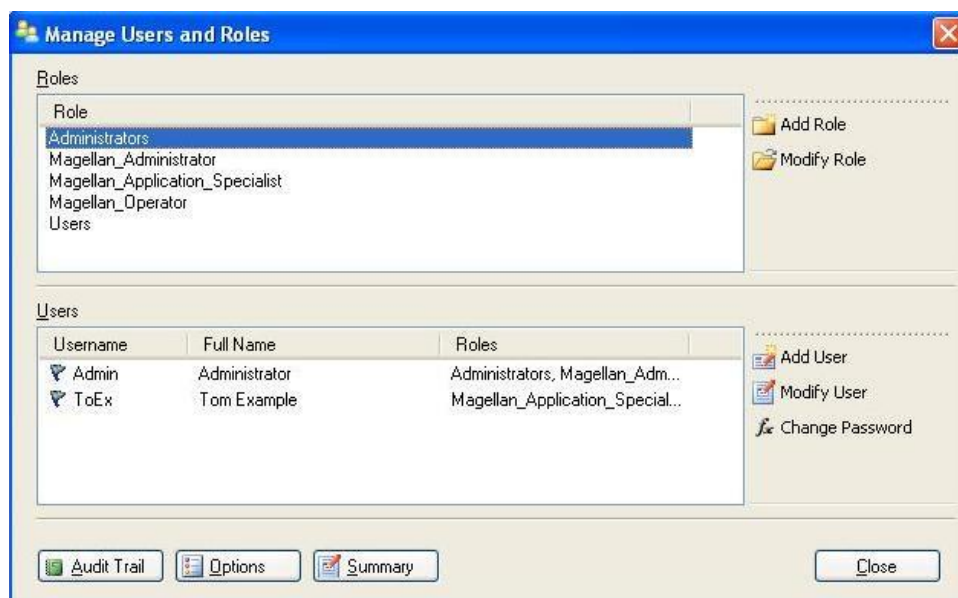
FÖRSIKTIGHET

FÖR ATT FÖRHINDRA MISSBRUK AV ANVÄNDARRÄTTIGHETER OCH FÖRFALSKNING AV DATA REKOMMENDAS DET ATT ANVÄNDARADMINISTRATÖREN INTE HAR MAGELLAN-RÄTTIGHETER (DVS. INTE TILLHÖR EN MAGELLAN-ANVÄNDARGRUPP).

ANVÄNDARADMINISTRATÖREN BÖR HELST VARA EN DEL AV IT-AVDELNINGEN.

Välj **miscellaneous (Övrigt)**  i guiden och klicka på ikonen **User**

administration (Användaradministration) . Dialogrutan **Manage Users and Roles (Hantera användare och roller)** visas:



Användare och roller kan läggas till och ändras, och användarrättigheter kan definieras. Dialogrutan **Manage Users and Roles (Hantera användare och roller)** innehåller följande element:

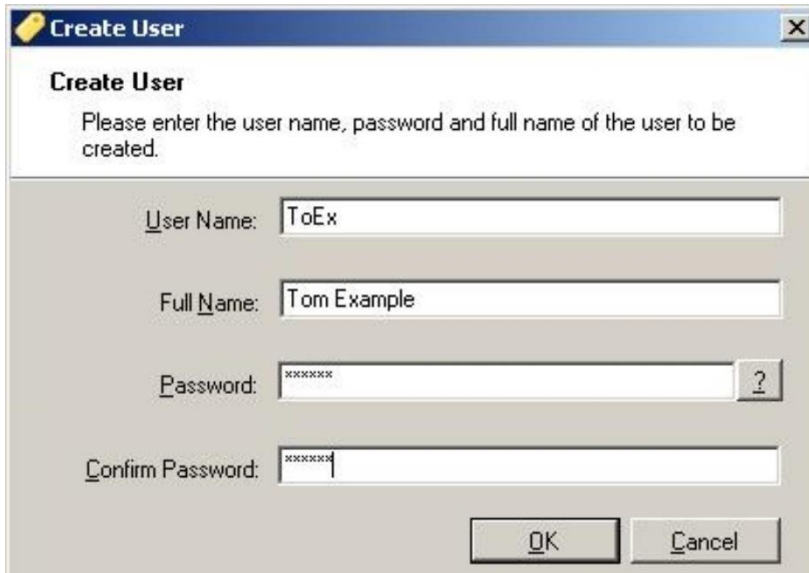
Roles (Roller)	Listan Roles (Roller) visar alla befintliga användargrupper (användarnivåer).
Add Role (Lägg till roll)	En ny grupp med motsvarande rättigheter kan skapas.

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)

Modify Role (Ändra roll)	Rättigheter för en befintlig grupp kan ändras
Användare (Användare)	Användarlistan visar alla befintliga användare och vilken grupp de tillhör.
Add User (Lägg till Användare)	En ny användare kan skapas.
Modify User (Ändra användare)	Fullständigt namn, användarnivå (grupp) eller lösenord för en befintlig användare kan ändras.
Lock User (Lås användare)	Ett användarkonto kan aktiveras/avaktiveras. Knappen är endast synlig om ett användarnamn är valt.
Audit Trail	Alla ändringar i databasen för användaradministration (t.ex. skapande av grupper/användare, ändring av rättigheter, ändring av alternativ, ...) registreras i den audit trail för användaradministration som skrivs av servern för användaradministration.
Options (Alternativ)	Allmänna alternativ för inloggning, lösenord och e-post kan ändras
Summary (Sammanfattning)	En detaljerad beskrivning av alla befintliga användare och användargrupper i klartext

9.4.1 Lägg till/ändra användare (magellan Tracker)

Klicka på **Add User (Lägg till användare)** i dialogrutan **Manage Users and Role (Hantera användare och roller)** och dialogrutan **Create User (Skapa användare)** visas:



Dialogrutan **Create User (Skapa användare)** innehåller följande element:

User Name (Användarnamn)	Ett unikt användarnamn måste anges när en ny användare skapas. Namnet kan inte ändras i efterhand.
Full Name (Fullständigt namn)	Ange användarens fullständiga namn - så som det ska visas Detta kan ändras senare.
Password (Lösenord)	Ange det ursprungliga lösenordet. Lösenordet måste ändras vid nästa inloggning.

Klicka på OK och dialogrutan **Modify User (Ändra användare)** visas:




Dialogrutan **Modify User (Ändra användare)** innehåller följande element:

Full Name (Fullständigt namn)	Ange användarens fullständiga namn - så som det ska visas
Roles (Roller)	Välj en av de befintliga användargrupperna. Användaren tilldelas de rättigheter som är kopplade till gruppen.
Change picture (Ändra bild)	Användarens bild kan läggas till eller ändras.
Delete picture (Radera bild)	Radera användarens bild.
Change Password (Ändra lösenord)	Ett lösenord för en ny användare kan definieras. Observera att administratören inte behöver ange det gamla lösenordet.

Om du vill ändra en användare klickar du på **Modify User (Ändra användare)** i dialogrutan **Manage Users and Roles (Hantera användare och roller)**. I dialogrutan **Modify User (Ändra användare)** fortsätter du enligt beskrivningen ovan.

9.4.2 Lägg till/ändra roll

Klicka på **Add Role (Lägg till roll)** i dialogrutan **Manage Users and Roles (Hantera användare och roller)** och dialogrutan **Create New Role (Skapa ny roll)** visas. Definiera ett unikt **Role Name (Rollnamn)**. Observera att detta namn inte kan ändras i efterhand. Stäng dialogrutan **Add Role (Lägg till roll)** genom att klicka på **OK**. Öppna dialogrutan **Modify Role (Ändra roll)**:

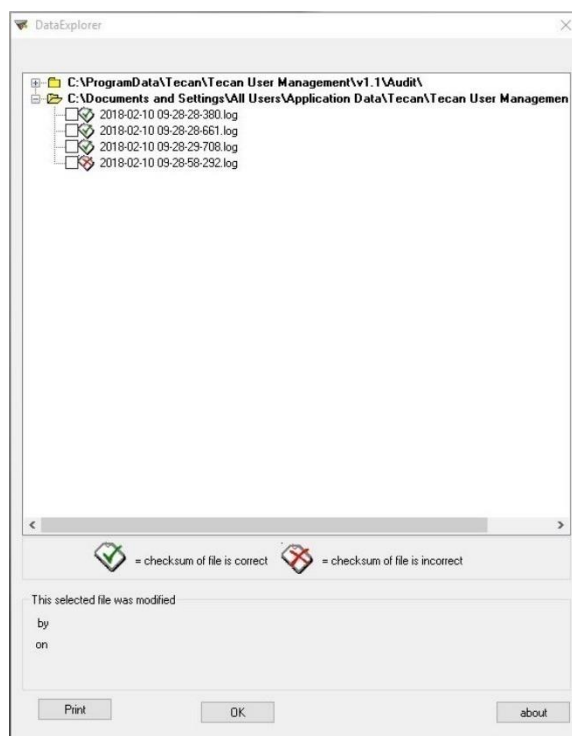


Dialogrutan **Modify Role (Ändra roll)** innehåller följande element:

Role Name (Rollnamn)	Rollnamnet definieras i dialogrutan Add Role (Lägg till roll) .
Application (Program)	Tecan-programvarukomponent, dvs. magellan.
Rights (Rättigheter)	Rollen representerar en specifik användarnivå och motsvarande användarrättigheter kan väljas.

9.4.3 Audit trail för användaradministration

Klicka på **Audit Trail** i dialogrutan **Manage Users and Roles (Hantera användare och roller)** och dialogrutan **Audit trail** visas:



Alla ändringar i databasen för användaradministration registreras i den audit trail för användarhantering som skrivs av servern för användaradministration.

Om du vill visa en loggfil väljer du den i listan (välj kryssrutan) och klickar på knappen **Print (Skriv ut)**. Filen öppnas via en PDF-läsare och kan sedan skrivas ut. Den gröna boken markerar filer med korrekt kontrollsumma, det röda korset markerar filer med felaktig kontrollsumma.



Anmärkning

Observera att den aktuella loggfilen alltid har ett rött kryss eftersom filen fortfarande ändras så länge programmet är öppet.

User Rights (Användarrättigheter)

Det finns tre olika säkerhetsnivåer för användarrättigheter, varav den högsta nivån är **magellan Administrator (Administratör)**, som har tillgång till alla programfunktioner. **Programspecialist** och **Operatör**-nivåerna är alltmer begränsade.

magellan Standard: De standardiserade rättigheterna tilldelas enligt nedan.

magellan Tracker: Varje rättighet kan överlåtas eller återkallas av en administratör och som standard överlåts den enligt nedan. Standardrättigheterna är baserade på en typisk laboratoriemiljö.

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)



FÖRSIKTIGHET

**ADMINISTRATÖRER HAR ANSVARET FÖR ATT SE TILL ATT
INSTÄLLNINGARNA (OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR) STÄMMER
ÖVERENS MED DEN LABORATORIEMILJÖ SOM DEFINIERAS AV
STANDARDISERADE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT (STANDARD OPERATING
PROCEDURES) OCH ATT DE ÖVERENSSTÄMMER MED GÄLLANDE
LAGAR.**



Anmärkning

*Vid klinisk diagnostik måste den operativa myndigheten validera alla
metoder för att garantera resultatens säkerhet. En metod anses
validerad när den har undertecknats av den operativa myndigheten. Den
operativa myndigheten är helt ansvarig för de resultat som uppnås.*

9.4.4 Alternativ för användaradministration

Klicka på **Options (Alternativ)** i dialogrutan **Manage Users and Roles (Hantera användare och roller)** och dialogrutan **Edit Options (Redigera alternativ)** visas.

Alternativ för Login (Inloggning)

Lock application
(Lås program)

Låsning av program efter en viss tid (1 min–36500 h). Ett lösenord måste anges för att låsa upp programmet.

Unsuccessful logins
(Misslyckade inloggnings)

Efter ett antal misslyckade inloggnings i följd (1–100) låses användarkontot och eventuellt skickas ett varningsmeddelande till systemadministratören.

Om användarkontot för en användaradministratör har låsts på grund av misslyckade inloggnings förblir kontot låst under en inaktivitetstid på 45 minuter. Efter denna väntetid låses kontot upp och kan användas igen.

**FÖRSIKTIGHET**

OM LÖSENORDET FÖR ANVÄNDARADMINISTRATÖR HAR GLÖMTS BORT KAN INSTÄLLNINGARNA FÖR ANVÄNDARADMINISTRATION INTE ÄNDRAS. I SÅ FALL BÖR DU FÖRST AVINSTALLERA MAGELLAN OCH DÄREFTER GÖRA EN NY INSTALLATION (SE KAPITEL 1.5 INSTALLATIONSPROCEDUR FÖR PROGRAMVARA).

**Anmärkning**

När du avinstallerar magellan kommer inga befintliga magellan-filer att gå förlorade. Alla tidigare filer finns i en säkerhetskopieringsmapp som skapas under den nya installationen.

Alternativ för Password (Lösenord)

Minimum password length: 5 Allow empty password (except for Administrator)

Minimum required number of non-alphanumeric characters: 0

Minimum required number of numeric digits: 0

Minimum number of password changes before re-use: 3

Password expires after the specified number of days: 90

OK Cancel

Lösenord måste innehålla ett visst minsta antal tecken. Lösenord kan definieras så att de innehåller icke-alfanumeriska tecken och/eller numeriska siffror. Lösenordet kan inte återanvändas.

Minimum password length (Minsta lösenordslängd):

Ange det antal tecken som krävs.

Minimum required number of non-alphanumeric characters (Minsta antal icke-alfanumeriska tecken som krävs):

Ange det antal icke-alfanumeriska tecken som krävs.

Minimum required number of numeric digits (Minsta antal numeriska siffror som krävs):

Ange önskat antal siffror.

Minimum number of password changes before re-use (Minsta antal ändringar av lösenordet innan det återanvänds):

Ange antalet lösenordsändringar.

Password expires after the specified number of days (Lösenordet upphör att gälla efter det angivna antalet dagar):

Användarens lösenord upphör att gälla efter ett konfigurerbart antal dagar. Användaren måste då välja ett nytt lösenord. Ange önskat antal dagar (intervall: 1 till 36500 dagar).

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)

Allow empty password (Tillåt tomma lösenord):

Markera den här kryssrutan om det är tillåtet att ha ett tomt lösenord för alla användare utom administratören.

Alternativ för Email (E-postmeddelande)

En

administratör kan underrättas om potentiella säkerhetsattacker (ett användarkonto har låsts på grund av ett antal misslyckade inloggningar).

Ett e-postmeddelande kan skickas till den angivna e-postadressen:

- **SMTP-server:** SMTP-servers IP-adress ska anges (t.ex. SEUATEXCH01.eu.tecan.net)

Klicka på **Test Mail (Testa e-post)** för att skicka ett test e-postmeddelande för att kontrollera att inställningarna är korrekta.



Anmärkning

Meddelandet via e-post kräver en SMTP-server utan autentisering.

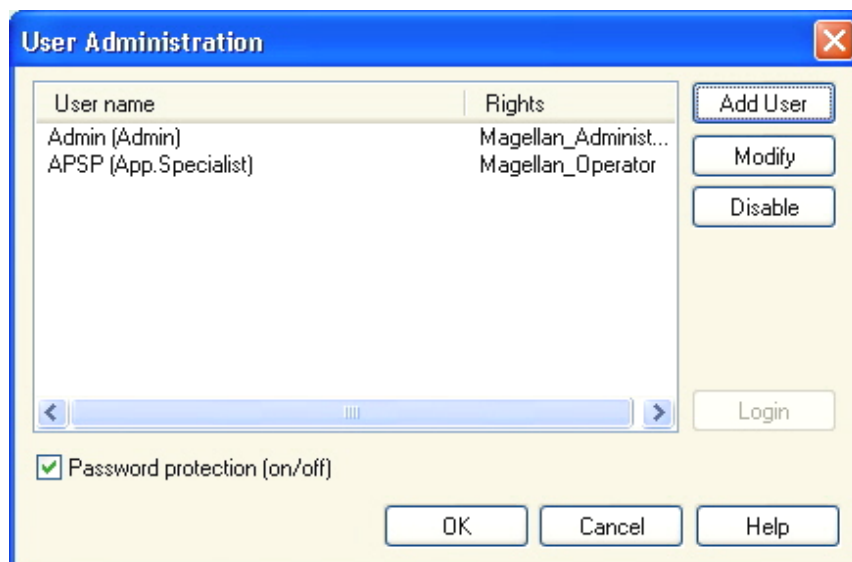
9.4.5 Sammanfattning av användaradministration

En detaljerad beskrivning av alla befintliga användare och användargrupper i klartext kan erhållas genom att klicka på **Summary (Sammanfattning)** i dialogrutan **Manage Users and Roles (Hantera användare och roller)**.

Texten kan kopieras till ett ordbehandlingsprogram för utskrift.

9.5 User Administration (Användaradministration) - magellan Standard

Programvaran **magellan** skyddar mot missbruk av programvaran eller mot att obehöriga användare får tillgång till programvaran genom att tillhandahålla ett lösenordsskydd.



Användarprofiler kan definieras på tre olika säkerhetsnivåer. Den högsta säkerhetsnivån i programvaran är den som gäller för **magellan Administrator (Administratör)**. Denna nivå ger tillgång till alla programmets funktioner och möjligheter att redigera data. För **Application Specialist (Programspecialist)** och **Operator (Operatör)**-nivå är alternativen alltmer begränsade.

Endast **User Administrator (Användaradministratören)** har möjlighet att aktivera eller inaktivera programvarans lösenordsskydd, definiera nya användare eller radera gamla användare. Om användarna är inloggade under sitt användarnamn ger systemet endast tillgång till alternativ enligt definitionen av användarrättigheterna.

Dialogrutan **User administration (Användaradministration)** innehåller följande element:

Knappen Login (Inloggning)	Dialogrutan Login (Inloggning) visas. En användare kan logga in med sitt användarnamn.
User list (Användarlista)	<ul style="list-style-type: none"> Alla användare som aktuellt är konfigurerade med sina User name (Användarnamn) och Rights (Rättigheter) visas i denna lista. <p>Här kan du välja vilken användare som ska redigeras eller raderas.</p>
Knappen Add User (Lägg till användare)	Knappen Add User (Lägg till användare) öppnar dialogrutan User Rights (Användarrättigheter) där du kan ange lösenord, namn och användar-ID för att definiera en ny användare.
Knappen Modify (Ändra)	Knappen Modify (Ändra) öppnar dialogrutan User Rights (Användarrättigheter) för att ändra den valda användaren i användarlistan.
Knappen Disable (Inaktivera)	Knappen Inaktivera inaktiverar den valda användaren i den aktuella användarlistan.

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)

Kryssrutan Password protection Zoom	Den här kryssrutan gör det möjligt att slå på/av programvarans lösenordsskydd. Om den är aktiverad, kan dialogrutan Login (Inloggning) visas när du startar magellan .
---	--

9.5.1 Lägg till/ändra användare (magellan Standard)

Den här dialogrutan gör det möjligt att lägga till eller redigera användare och tilldela dem till en användargrupp. För rättigheter för olika användargrupper se kapitel 9.6 Användarrättigheter .

Dialogrutan **User Rights (Användarrättigheter)** innehåller följande element:

Textfältet User Name (Användarnamn)	Ange användarens fullständiga namn – så som det ska visas
Textfältet UserID (Användar-ID)	Definiera det användar-ID som användaren måste ange för inloggning
Alternativknapparna User Rights (Användarrättigheter)	Definiera nivån på användarens tillgång till programvarans funktioner: <ul style="list-style-type: none"> • Operator (Operatör) • Application Specialist (Programspecialist) • Administrator (Administratör)
Textfältet Password (Lösenord)	Ange användarens lösenord (minst 5 tecken)
Textfältet Confirm password (Bekräfta lösenordet)	Ange lösenordet på nytt. Av säkerhetsskäl visas lösenordstecknen som symboler i det här fältet.

Klicka på knappen **OK** för att spara och stänga dialogrutan.

Klicka på knappen **Avbryt** för att stänga dialogrutan utan att spara inställningarna.



Anmärkning


Om inga användare har definierats alls och användaradministrationen ska användas måste en administratör först definieras. När du klickar på inloggningsknappen visas därför ett kort meddelande. Därefter visas dialogrutan Användarrättigheter för att ange administratörens användarinformation (se kapitel 2.3 Starta magellan/Inloggning).

9.5.2 Inloggning

Den här knappen är endast aktiverad om användaradministrationen är aktiverad, men **Password protection (Lösenordsskydd)** inte har valts. Därför visades dialogrutan **Inloggning** inte vid uppstart. För att aktivera den lösenordsskyddade användaradministrationen klickar du på knappen **Login (Inloggning)**.

9.5.3 Ändra användare

Om du vill ändra den aktiva användaren klickar du på ikonen **Change User**

(Ändra användare)  i guiden. Dialogrutan **Login (Inloggning)** visas.

9.6 Användarrättigheter

Det finns tre olika säkerhetsnivåer för användarrättigheter, varav den högsta nivån är **Administrator (Administratör)**, som har tillgång till alla programfunktioner. **Application Specialist (Programspecialist)** och **Operator (Operatör)**-nivåerna är alltmer begränsade.

magellan Standard: De standardrättigheterna tilldelas enligt nedan.

magellan Tracker: Varje rättighet kan tilldelas eller återkallas av en användaradministratör och som standard tilldelas den enligt nedan. Standardrättigheterna är baserade på en typisk laboratoriemiljö.



FÖRSIKTIGHET

ANVÄNDARADMINISTRATÖRER HAR ANSVARET FÖR ATT SE TILL ATT INSTÄLLNINGARNA (OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR) STÄMMER ÖVERENS MED DEN LABORATORIEMILJÖ SOM DEFINIERAS AV STANDARDISERADE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT (STANDARD OPERATING PROCEDURES) OCH ATT DE ÖVERENSSTÄMMER MED GÄLLANDE LAGAR.



Anmärkning

Vid klinisk diagnostik måste den operativa myndigheten validera alla metoder för att garantera resultatens säkerhet. En metod anses validerad när den har undertecknats av den operativa myndigheten. Den operativa myndigheten är helt ansvarig för de resultat som uppnås.

Användarrättigheterna sammanfattas i tabellen nedan och gäller för både **magellan** -versioner, dvs. **magellan Tracker** och **magellan Standard**, om inget annat anges:

User Rights (Användarrättigheter)	magellan Administrator (Administratör)	magellan Application Specialist (Programspecialist)	magellan Operator (Operatör)
Sample ID List (Prov-ID-lista)			
Create/Edit a Sample ID List (Skapa prov-ID-listor) Skapa en ny prov-ID-lista eller spara en befintlig lista med ett nytt namn.	Ja	Ja	Ja
Edit sample ID lists (Redigera prov-ID-listor) Redigera en befintlig prov-ID-lista och spara den med samma namn.	Ja	Ja	Nej
Sign sample ID lists* (Signera prov-ID-listor) Signera en befintlig prov-ID-lista för granskning/godkännande.	Reserverad för framtida användning.		
Modify signed sample ID lists* (Ändra signerade prov-ID-listor) Redigera eller ändra prov-ID:n i en signerad prov-ID-lista.	Reserverad för framtida användning.		

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)

User Rights (Användarrättigheter)	magellan Administrator (Administratör)	magellan Application Specialist (Program-specialist)	magellan Operator (Operatör)
Method (Metod)			
Create methods (Skapa metoder) Skapa en ny metod eller spara en befintlig metod med ett nytt namn.	Ja	Ja	Nej
Edit methods (Redigera metoder) Redigera en befintlig metod och spara den med samma namn.	Ja	Ja	Nej
Sign methods* (Signera metoder) Signera en befintlig metod för granskning/godkännande. Anmärkning: Rätt Sign methods (Signera metoder) räcker inte för att signera metodfiler. Du behöver också rätt Edit methods (Redigera metoder). Dessutom behövs rättigheten Modify signed methods (Ändra signerade metoder) för att lägga till Approval signature (Underskrift för godkännande) till filer som redan har en underskrift för Review (Granskning).	Ja	Nej	Nej
Modify signed methods* (Ändra signerade metoder) Redigera en signerad metod och spara den med samma namn.	Ja	Nej	Nej
Run unsigned methods* (Kör osignerade metoder) Endast med denna rättighet kan endast godkända metoder användas. Anmärkning: Denna rättighet kan användas i kombination med rättigheten Run not approved methods (Kör inte godkända metoder) för att tillåta användaren att köra alla metoder.	Ja	Ja	Nej
Setup favorites (Ställ in favoriter) Lägg till/ta bort metoder från favoritlistan.	Ja	Nej	Nej
Define multilabel measurement (Definiera mätning med multipla inmärkningsar) Definiera metoder med multipla inmärkningsar	Ja	Ja	Nej
Define kinetic transformations (Definiera kinetiska transformationer) Definiera metoder som använder kinetiska transformationer.	Ja	Ja	Nej

User Rights (Användarrättigheter)	magellan Administrator (Administratör)	magellan Application Specialist (Program-specialist)	magellan Operator (Operatör)
Define concentration transformations (Definiera koncentrationstransformationer) Definiera metoder som använder koncentrationstransformationer.	Ja	Ja	Nej
Define alias (Definiera alias) Definiera metoder som använder alias för identifierare.	Ja	Ja	Nej
Workspace (Arbetsyta)			
Skapa arbetsytor Utför en mätning och spara arbetsytan med ett nytt namn – eller – spara en befintlig arbetsyta med ett nytt namn.	Ja	Ja	Ja
Edit workspaces (Redigera arbetsytor) Redigera en befintlig arbetsyta och spara det med samma namn.	Ja	Ja	Nej
Sign workspaces* (Signera arbetsytor) Signera en befintlig arbetsyta för granskning/godkännande. Anmärkning: Rättigheten Sign workspaces (Signera arbetsytor) räcker inte för att signera arbetsytor. Du behöver också rättigheterna Edit workspaces (Redigera arbetsytor). Dessutom kan rättigheten Edit signed workspaces (Redigera signerade arbetsytor) behövs också för att lägga till Approval signature (Underskrift för godkännande) till filer som redan har överskriften Review (Granskning).	Ja	Nej	Nej
Edit signed workspaces* (Redigera undertecknade arbetsytor) Redigera en signerad arbetsyta och spara det med samma namn.	Ja	Nej	Nej
Continue evaluation when error (Fortsätt utvärderingen när fel uppstår) Fortsätt beräkningen efter att fel har uppstått	Ja	Ja	Nej ¹ /Ja ²
Modify raw data (samples) (Ändra rådata - prover) Redigera eller dölj mätdata för prover.	Ja	Nej	Nej
Modify raw data (standards) (Ändra rådata - standarder) Redigera eller dölj mätdata för standarder, kontroller och blanka.	Ja	Nej	Nej

9. Ikonen Miscellaneous (Övrigt)

User Rights (Användarrättigheter)	magellan Administrator (Administratör)	magellan Application Specialist (Program-specialist)	magellan Operator (Operatör)
Import raw data (Importera rådata - standarder) Importera rådata från en ASCII-fil i en befintlig arbetsyta.	Ja	Nej	Nej
Modify evaluation (Ändra utvärdering) Ändra inställningar för utvärdering (metod) i en befintlig arbetsyta	Ja	Ja	Nej
Reevaluate with another method (Omvärdera med en annan metod) Omvärdera en befintlig arbetsyta med en annan metod.	Ja	Ja	Nej
Modify layout (Utforma layout) Ändra mätparametrar, koncentration och layout innan du påbörjar en mätning.	Ja	Ja	Nej
Standard curve (Standardkurva)			
Create standard curve files (Skapa filer med standardkurvor) Skapa en ny standardkurva och spara den med ett nytt namn.	Ja	Ja	Nej
Edit standard curve files (Redigera filer med standardkurvor) Redigera en befintlig standardkurva och spara den med samma namn	Ja	Ja	Nej
Sign standard curve files* (Signera filer med standardkurvor) Signera en befintlig standardkurva för granskning/godkännande.	Reserverad för framtida användning.		
Modify signed standard curve files* (Ändra signerade filer med standardkurvor*) Redigera och ändra inställningar i en signerad fil med standardkurva.	Reserverad för framtida användning.		
General (Allmänt)			
Archive files (Arkivfiler) Flytta filer till en arkivplats	Ja	Nej	Nej
Set default paths** (Ange standardsökvägar) Ange individuella sökvägar för att spara arbetsyta, metod, prov-ID-lista, export- och bitmappfiler.	Ja	Ja	Ja
Define filter slides (Definiera filterhållare) Ändra filterdefinitionen för instrumentet	Ja	Nej	Nej

User Rights (Användarrättigheter)	magellan Administrator (Administratör)	magellan Application Specialist (Program-specialist)	magellan Operator (Operatör)
Modify general options (Ändra de allmänna alternativen) Välj språk, undertryck inte monotona varningar, tillåt demoläge.	Ja	Nej	Nej
Print unsigned workspaces* (Skriv ut arbetsytor utan underskrift) Resultaten av en arbetsyta utan underskrift kan skrivas ut.	Ja	Ja	Ja
Run not approved methods (Kör inte godkända metoder) Denna rättighet ger användaren möjlighet att använda redan granskade, men ännu inte godkända metoder och godkända metoder. Anmärkning: Denna rättighet kan användas i kombination med rätten att Run unsigned methods (Köra osignerade metoder) för att tillåta användaren att köra alla metoder.	Ja	Ja	Nej
Edit reviewed method* (Redigera granskad metod) Granskade (men inte godkända) metoder kan redigeras.	Ja	Nej	Nej
Edit reviewed workspace* (Redigera granskad arbetsyta) Granskade (men inte godkända) arbetsytor kan redigeras.	Ja	Nej	Nej
Reader Server (Server för läsare)			
Save plate definition files (Spara plattdefinitionsfiler) Skapa eller redigera plattdefinitionsfiler.	Ja	Nej ¹ /Ja ²	Nej
Save spin profile (Spara spinnprofil) Skapa eller redigera filer för spinnprofiler.	Ja	Nej	Nej


* användarrättigheter som endast finns tillgängliga i magellan Tracker

** användarrättigheter som endast finns i magellan Standard

¹ magellan Tracker

² magellan Standard

9.7 Information om magellan

Välj **About magellan (Information om magellan)**  för att visa information om upphovsrätt och ansvarsfriskrivning för programvara:

I dialogrutan **About magellan (Information om magellan)** visas information om den aktuellt installerade versionen av **magellan**, komponenternas versionsnummer (fliken **components (Komponenter)**), UDI-information och användarens programlicens (fliken **license (Licens)**).

Register Wizard (Guiden Registrera)

För ytterligare information om **Register magellan Wizard (Guiden Registrera magellan)** se kapitel 2.4.4 Registreringsguiden.

10. Ytterligare funktioner för magellan Tracker

10.1 User administration (Användaradministration)

Med **magellan** Tracker är användaradministrationen obligatoriskt. Se kapitel 9.4 User Administration (Användaradministration) - magellan Tracker för mer information.

10.1.1 Audit Trail

För att uppfylla föreskrifterna i **FDA 21 CFR part 11** dokumenteras varje steg som görs i **magellan** Tracker. I **Audit trail** listas alla ändringar som rör följande data:

- en metodfil
- en arbetsyta
- en prov-ID-lista
- en fil med en standardkurva
- databasen för användaradministration eller
- alternativ och standardinställningar.

Varje inmatning består av användaren (namn och fullständigt namn), datum och tid för ändringen, om filen skapades eller ändrades och eventuell kommentarer till audit trail.

Audit trail för metoder, arbetsytor och prov-ID-listor

Du kan visa audit trail med hjälp av knappen **Audit trail** på sidan Save (Spara) i guiderna.

Audit trail av en standardkurva

Standardkurvor kan sparas och sedan användas för utvärdering av data från en annan arbetsyta. Funktionen för att ladda en standardkurva från en extern fil finns i kapitel 4.3.8 Koncentrationer:Standardkurva i guiden Skapa/redigera en metod. För att öppna en tidigare sparad standardkurva i diagrammet för en standardkurva se kapitel 7.4.11 Kontrollfält Koncentrationer:

Om du vill visa audit trail för den laddade standardkurvan väljer du **Audit trail** från menyn **View (Visa)** i dialogrutan för diagrammet för en standardkurva.

Audit trail av databasen för användaradministration

Om du vill visa Audit trail för databasen för användaradministration väljer du ikonen **Miscellaneous (Övrigt)** i **Wizard List (Guide-lista)** och klickar på **User Administration (Användaradministration)**.

Audit trail av alternativ och standardinställningar

Om du vill visa Audit trail för alla alternativ och standardinställningar väljer du ikonen **Miscellaneous (Övrigt)** i startsidan för **Wizard List (Guide-lista)** och klickar på **Options (Alternativ)**. I fliken **Miscellaneous (Övrigt)** kan knappen **Audit trail** sedan väljas.

10.2 Filhantering

De uppmätta data sparas alltid direkt efter mätningen.



**Observera att detta endast gäller för magellan Tracker:
För att garantera att inga data kan manipuleras (raderas) bör magellan-användare inte vara Windows-administratörer.**

10.2.1 Spara en fil

En fil som skapas och sparas i **magellan** Tracker, anges med ett #-tecken i filnamnet. Det tillagda #-tecknet kan endast ses i den lämpliga underkatalogen i **magellan**.

Exempel:

method#1.mth

workspace#1.wsp

sampleIDlist#1.smp

10.2.2 Ändra en metodfil eller en arbetsyta

Varje gång en metodfil eller arbetsyta ändras och sparas ökar numret bakom "#" i filnamnet automatiskt (t.ex.: första versionen av en arbetsyta: name#1.wsp; redigera och spara den nya versionen för att få name#2.wsp; efter nästa ändring skapas name#3.wsp...). Alla versioner av en fil listas i lämpliga underkataloger i **magellan**.



Anmärkning
När du överför Tracker-filer måste du överföra alla versioner av filen.

10.2.3 Öppna en fil

Endast den senast sparade versionen av en fil är tillgänglig i guiderna för att skapa/redigera en metod, skapa/redigera en prov-ID-lista, utvärdera resultat och starta mätning.

Om du vill visa en tidigare version av en fil öppnar du **Audit trail** på sidan där filen sparas, välj den önskade versionen av filen genom att klicka en gång på numret och klicka på knappen **Save previous version as... (Spara tidigare version som)**. Byt namn på filen och lägg till några filkommentarer eller kommentarer till Audit trail och öppna filen med guiden **Create/Edit a Method (Skapa/redigera en metod)**.



Anmärkning
Om du vill jämföra en metod med tidigare versioner måste du göra en utskrift, eftersom två fönster för förhandsgranskning av utskrift inte kan öppnas samtidigt.

10.2.4 Öppna en fil som skapats på en annan PC – Lägg till HUID:er

I licensproceduren för **magellan** finns tre viktiga nummer:

- Programvarans serienummer
- HUID (**H**ardware **U**nit **I**dentification Number (Identifikationsnummer för maskinvara)) och
- Licensnummer (se kapitel 2.4.3 Licensiera magellan).

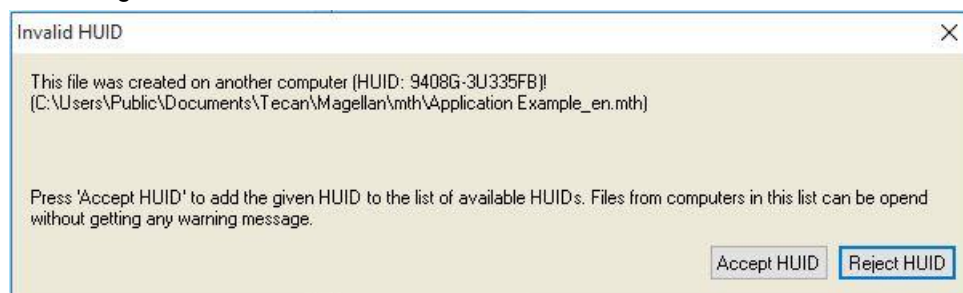
HUID för en persondator konfigureras under registrering av **magellan** och alla filer som skapas och sparas på denna PC kopplas till detta speciella HUID.

Om det finns behov av att arbeta med **magellan** Tracker-filer som skapats på en annan PC måste HUID för den andra PC:n accepteras.

När en användare med rättigheten att **Modify general options (Ändra allmänna alternativ)** försöker öppna ett dokument (prov-ID-lista, metod, arbetsyta) från en annan PC, dvs. med ett annat HUID-nummer, ombeds användaren automatiskt att lägga till det numret i listan över kända HUID-nummer. Om knappen **Accept HUID (Acceptera HUID)** klickas, läggs HUID-numret till i listan och dokumentet öppnas utan ytterligare interaktioner.

Detta HUID-nummer accepteras därför alltid.

För att visa listan över accepterade HUID-nummer för andra PC:n klickar du på ikonen **Miscellaneous (Övrigt)** på guide-listans startsida → **Options (Alternativ)** → Fliken **Miscellaneous (Övrigt)**. Klicka på knappen **Add HUID (Lägg till HUID)** och dialogrutan med de andra datorernas HUID-nummer visas.



10.3 Systemets Audit Trail

Systemets Audit Trail är endast tillgängligt i **magellan Tracker**-versionen. Systemets Audit Trail skriver flera **magellan**-händelser i en loggfil (se tabellen nedan). En ny loggfil skapas en gång i veckan och lagras under

Windows 10: C:\Users\Public\Documents\Tecan\LogFiles\SystemAuditTrail

En kontrollsumma, som beräknas över hela loggfilen, används för att garantera loggfilens överensstämmelse och för att skydda filerna mot avsiktliga och oavsiktliga ändringar. Loggfilens överensstämmelse kontrolleras alltid vid start. Ogiltiga filer stängs omedelbart, markeras som ogiltiga genom att ".invalid" läggs till loggfilens namn, och en ny fil skapas i stället.

Gamla eller ogiltiga loggfiler flyttas till arkivmappen, där de skyddas mot radering.

magellan-händelser som ska spåras

Händelse	Händelsetyp	Beskrivning
magellan Start	StartUp	magellan påbörjades.
magellan avslutas	Exit	magellan stängdes.
Lyckad inloggning av användare	Login	En användare har lyckats loggat in.
Misslyckad inloggning av användare	FailedLogin	Inloggningen misslyckades på grund av fel användarnamn eller lösenord.
Användaren loggar ut	Logout	En användare har loggat ut.
Ny arbetsyta	New	En ny arbetsyta skapades.
Ladda arbetsyta	Load	En befintlig arbetsyta laddades in i magellan.

10. Ytterligare funktioner för magellan Tracker

Händelse	Händelsetyp	Beskrivning
Spara arbetsyta	Save	En arbetsyta har sparats.
Ny metod	New	En ny metod skapades.
Ladda metod	Load	En befintlig metodfil laddades in i magellan.
Spara metod	Save	En metod har sparats.
Ny prov-ID-lista	New	En ny prov-ID-lista har skapats.
Ladda prov-ID-lista	Load	En befintlig prov-ID-lista har laddats.
Spara prov-ID-lista	Save	En prov-ID-lista sparades.
Starta mätning	Measure	En ny mätning påbörjades.
Bifoga underskrift	Underskrift	En arbetsyta eller metodfil har signerats.
Exportera resultat	ExportASCII ExportExcel ExportASTM ExportSampleTracking	Resultaten exporterades.
Resultat av utskrifter	Print	Resultaten skrevs ut.
Automatisk Arkivering	ArchiveFailed	Arkiveringen av en arbetsyta, metod eller prov-ID-lista misslyckades.
CRC-fel	CRCFailed	Kontrollsumman för den föregående loggfilen var ogiltig.

11. Beräkningar

11.1 Utvärdera resultaten – Beräkningsprocedur

Beräkningen följer nedanstående procedur beroende på inställningarna:

1. Precalculation (Förhandsberäkning)
 - 1.1 Spectra calculation (Spektraberäkning)
2. Check if data and evaluation settings fit together (Kontrollera om data och utvärderingsinställningar passar ihop)
3. Raw data statistic calculation (Beräkning av statistiska rådata)
4. Transformation calculation (Beräkning av transformation)
5. Kinetic parameter calculation (Beräkning av kinetiska parametrar)
6. Kinetic transformation calculation (Beräkning av kinetisk transformation)
7. Concentration calculation (Beräkning av koncentrationen)
8. Concentration transformation data (Koncentrationstransformationer)
9. Cutoff range determination (Fastställande av cutoff-intervall)
10. QC Validation (QC-Validering)
11. Statistic calculation (Beräkning av statistik)

Proceduren upprepas om

- QC-validering eliminerade värden med hjälp av elimineringsfunktionerna.
- Interpolationsparametrar i transformationerna krävs.

Lika värden för transformationer i kinetiska mätningar och mätningar med multipla inmärknings kommer att undertryckas.

Vid beräkningar med olika spädningar kommer medelkoncentrationerna att avisas.

Om utvärderingen avbryts på grund av fel kan de resultat som beräknats fram till dess visas.

Om vissa värden visar sig vara FALSE, ska följande dialogruta **Occurred Errors (Fel inträffade)** visas:

Textfältet Message (Meddelande)	Felmeddelandet och en kort förklaring visas i ett textfält.
Filknappen Save as (Spara som)	Klicka på knappen Save as file (Spara som fil) så kan felprotokollet sparas i en ASCII-fil.

Om kurvanpassningen misslyckades, beroende på användarens rättighet, visas en fråga där användaren kan besluta att ändra inställningarna för analysstyp. Efter ändringarna börjar utvärderingsproceduren från början.

Om valideringen misslyckades visas, beroende på användarens rättighet, en ruta med ett felmeddelande eller fråga, där användaren kan besluta om han/hon vill fortsätta beräkningen ändå. Om beräkningen avbryts, gåt det inte att få tillgång cutoff-resultaten. På en utskrift kommer dock ett meddelande om misslyckad validering att finnas med.

11. Beräkningar

Om värden eller inställningar har ändrats visas en **meddelanderuta**.

Message (meddelande)	Instrumentvärdena har ändrats. Vill du starta om beräkningen av resultatet?
Knappen Yes (Ja)	Klicka på knappen Yes (Ja) för att räkna om utvärderingsvärdena.
Knappen No (Nej)	Klicka på No (Nej) för att stänga meddelandet. Ingen ny beräkning kommer att göras.

11.1.1 Statistik

Om ett statistiskt värde beräknas över t.ex. n replikat med värden $x_1 \dots x_n$ av ett prov används följande formler:

Namn	Formel
medelvärde, genomsnittligt värde	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
standardavvikelse	$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ och s=0 för n=1
variationskoefficient i procent	$v = 100 \frac{s}{\bar{x}}$

Mer information finns i kapitel 11.3.5 Statistiska funktioner.

11.2 Reducering av spektradata

Spektradata innehåller mycket mer information än mätningar av enkla våglängder. Typisk information som extraheras från spektra är intensiteter vid specificerade våglängder eller vid hittade toppar. Under beräkningen är det också möjligt att beräkna spektrablankreducering och kvotberäkning.

11.2.1 Matematisk beskrivning

Blankreducering utförs genom att subtrahera blankspektrumet från provspektrumet.

Utjämning görs med Savitzky-Golay-algoritmen. Filterkoefficienterna beräknas med hjälp av ett polynom av grad 2. Utjämningsfaktorn behandlas som antalet punkter:

$$g_i = \sum_{n=-n_L}^{n_R} c_n f_{i+n}$$

där $n_R - n_L + 1 = \text{antal punkter}$

Utjämningsfönstret är symmetriskt, t.ex. för en utjämningsfaktor på 5 är $n_L = -2$, $n_R = 2$.

För den nedre och övre gränsen av spektrumet är fönstret asymmetriskt, vilket innebär att $n_L = 0$, $n_R = 4$ eller $n_L = -4$, $n_R = 0$.

Före utjämning avlägsnas alla överflödsvärden från spektrumet.

Val av våglängd

- **Pick wavelength (Välj våglängd)** – Hämtar intensiteten för den valda våglängden
- **Calculate ratio (Beräkna kvot)** – Beräknar kvoten genom att dividera intensiteterna vid de valda våglängderna
- **Area** – Beräknar arean under spektrumet inom det valda våglängdsområdet
- **Custom (Anpassad)** – Minskar spektrumet med hjälp av en användardefinierad formel

Normalize (Normalisera)

Reducerar spektrumet till ett intervall från 0 till 1.

Peak find (Hitta topp)

Spektrumet differentieras och alla nollpunkter i resultatet behandlas som potentiella toppar. Motsvarande toppar sorteras efter värde och alla ogiltiga toppar tas bort (t.ex. överskridanden, lokala minima, värden under det definierade tröskelvärdet). Det högsta värdet av de återstående elementeten väljs som toppvärde.

I praktiken är detta ofta det maximala värdet i spektrumet.

Custom formulas (Anpassade formler)

Möjlighet att definiera olika datareduktioner för spektra (se kapitel 11.3.8 Spektrafunktioner).



VARNING

ENSTAKA AVVIKELSER SOM ORSAKAS AV BRUS KOMMER OCKSÅ ATT UPPTÄCKAS SOM TOPPAR! DÄRFÖR ÄR DET STARKT REKOMMENDERAT ATT JÄMNA UT SPEKTRUMET INNAN DU ANVÄNDER PEAK FIND!

11.3 Hur man skriver en formel

11.3.1 Inledning

En mängd olika formler är nödvändiga för beräkningarna, cutoffs och valideringen. Dessa formler liknar syntaxen för BASIC-kommandon.

Alla värden beräknas med dubbel precision även om de visas beroende på önskat talformat.

11.3.2 Formelvariabler

Alla tidigare definierade förkortningar för de identifierare som finns på analysplattan kan användas som variabler i beräkningar.

Till exempel:

PC1, SM1_1, BL1...Medelvärden

PC1_1, SM1_1_1_1, BL1_1...Individuella värden, individuella replikat



Anmärkning

Programmet skiljer mellan små och stora bokstäver när det gäller dessa etiketter.

Det är också möjligt att arbeta med brunnskoordinater.

Till exempel: A2, B3, H12

11. Beräkningar

**Anmärkning**

Brunnskoordinater ska alltid skrivas med stora bokstäver.

**Anmärkning**

Symbolen x hänvisar till det aktuella värdet i i en brunn. Till exempel: $x-BL1...$ subtraherar det tomma värdet (blanka) från det aktuella värdet.

**Anmärkning**

De olika cyklerna för kinetiska mätningar kan kommas åt med index $[]$, där "0" anger den första cykeln.

Till exempel:

$SM1_1[0]...$ Medelvärde för prov 1 i den första cykeln

$x[1]...$ värdet av den aktuella brunnen i den andra cykeln

$x[i]$... värdet av den aktuella brunnen och den aktuella cykeln

Seriell kinetisk subtraktion – beräkning av skillnaden mellan kinetikcykler

Beräkningar av kinetiska data kan definieras genom att använda iterationsvariabeln "i" i formlerna. En numerisk härledning av en kinetisk kurva kan till exempel utföras med formeln $x[i]-x[i-1]$, där varje kinetikcykel subtraheras med den föregående. Men om man använder denna formel skulle det automatiskt leda till ett fel för cykel 1. Ange därför formeln `if(i>0) then(x[i]-x[i-1]) else ignore()` i redigeringsfältet för transformation för att förhindra att den första cykeln subtraheras.

Användningen av konstanter i formler är identisk med alla andra variabler, den enda skillnaden är att en konstant kan innehålla tecken (t.ex. alfa, spädning).

Det finns två fördefinierade åtkomstmetoder.

concX ...

återger koncentrationen av standarden i den aktuella brunnen

dilX ...

återger spädningen av provet eller kontrollen av den aktuella brunnen

**Anmärkning**

Om mer än ett set indata ska användas för beräkningar, välj lämpliga data från rullgardinsmenyn tillgängliga data, som aktiveras i redigeringsfälten för transformation på fliken Create/edit a method (Skapa/redigera en metod) (se kapitel 4.3.5 Transformed data (Transformerad data): Lägg till ny transformation och kapitel 7.4.9 Kontrollfält Transformerad data).

**Anmärkning**

Genom att använda en av de matematiska funktioner som beskrivs i följande kapitel aktiveras en "intellisense" som stödjer korrekt skrivning av speciella formler.

Formeloperatorer

Operator	Beskrivning
+	Plus
-	Minus
*	Multiplikation
/	Division
^	Upphöjt till exponenten Symbolen som används för att representera uttrycket "upphöjt till" är '^'. Detta tecken kan erhållas genom att trycka på SHIFT-tangenten tillsammans med tangenten nummer 6 (men inte på den numeriska knappsatsen) Exempel: x^3 Brunnens värde kommer att ökas upphöjt till tre.
<	Mindre än
<=	Mindre än eller lika med
>	Större än
>=	Större än eller lika med
==	Lika med
!=	Är inte lika med
=	Tilldelad till

**Anmärkning**

Skillnaden mellan lika (==) och tilldela till (=).

Till exempel: Om $(x == 0.000)$, så är $x = 1.000$ (Om det nuvarande värdet på x är lika med 0, sätt värdet på x till 1)

11.3.3 Formulefunktioner

Uttrycken "och" och "eller" kan ingå i samma ekvation med hjälp av logiska funktioner. Resultatet av en logisk ekvation är antingen TRUE eller FALSE och är därför ett booleskt värde. De individuella ekvationerna måste omges av parenteser.

Logiska uttryck

och

I ekvationer av detta slag blir resultatet TRUE om båda uttrycken stämmer, annars blir resultatet FALSE. Exempel:

Där värdet i brunnen är 0.3

$(x > 0.0)$ och $(x < 1) = \text{TRUE}$

$(x > 0.0)$ och $(x < 0.1) = \text{FALSE}$

eller

I ekvationer av detta slag måste minst ett av de ingående uttrycken gälla för att man ska kunna få resultatet TRUE.

Exempel: där värdet i brunnen är 0.3

$(x > 0.0)$ eller $(x < 0.1) = \text{TRUE}$

$(x > 0.4)$ eller $(x < 0.1) = \text{FALSK}$

if(...) then(...) else(...)

Följande uttryck används i programmet och kan som exempel skrivas på följande sätt:

if (påstående) then Term A else Term B

Påstående:

Påståendet måste vara antingen sant eller falskt och skrivas inom parentes. Om påståendet görs med hjälp av logiska operatörer (och/eller) ska hela uttrycket skrivas här och omslutas av parenteser.

Termerna A och B:

Om påståendet är sant gäller term A och om påståendet är falskt gäller term B.

Det är inte alltid nödvändigt att inkludera uttrycket else. Om den inte finns med i ekvationen kommer inget svar att ges om ett felaktigt resultat uppstår.

Uttrycket "if(...) then(...) else(...)" kan också användas med booleska termer för QC-validering.

Exempel:

Kontrollera om värdet för en brunn ligger inom ett definierat intervall. Om resultatet är ja kommer brunnen att representeras av värdet 0.0, om resultatet är nej kommer värdet 1 att användas.

if ((x > -0.005) and (x < 0.0)) then(0.0) else(1.0)

11.3.4 Grundläggande funktioner

abs(argument)

Denna funktion ger den absoluta summan av argumentet.
Därför är $(-1*x)$ där $x < 0$ och (x) där $x \geq 0$.

Exempel:

$$\text{abs}(-1) = 1$$

$$\text{abs}(1) = 1$$

exp(argument)

Denna funktion gör att Eulervärdet (e) blir upphöjt till argumentet.

Exempel: $\text{exp}(1) = e^1 = 2.718$

frac(argument)

Denna funktion separerar fraktionsdelen av argumentet.
frac(): levererar bråkdelen av ett decimalvärde.

Exempel: $\text{frac}(1.7) = 0.7$

int(argument)

Denna funktion separerar heltalsdelarna av argumentet.
int(): levererar heltalsdelen av ett decimalvärde.

Exempel: $\text{int}(1.7) = 1$

Log(argument)

$$\text{log}(\text{arg1}; \text{arg2})$$

Denna funktion tar logaritmen av arg2 till basen av arg1.

Exempel:

Brunnen har ett värde på 100.

$$\text{log}(x; 10)$$

Här blir resultatet 0.5.

ln(argument)

Denna funktion tar den naturliga logaritmen av argumentet.

Exempel: $\text{ln}(10) = 2.303$

lg(argument)

Denna funktion tar logaritmen med bas 10 av argumentet.

Exempel: $\text{lg}(10) = 1$

round(argument)

Denna funktion avrundar argumentet till ett heltalsvärde.

Exempel:

För att avrunda 12.579 till två decimaler använder du följande formel:

$$\text{round}(12.579*100)/100$$

Resultatet är 12.58.

sqr(argument)

Denna funktion gör att argumentet blir upphöjt till 2

Exempel: $\text{sqr}(3) = 9$

11. Beräkningar

`sqrt(argument)`

Denna funktion tar kvadratroten av argumentet

Exempel: `sqrt(9) = 3`

11.3.5 Statistiska funktioner



Anmärkning

Använd enstaka data och inte genomsnitt eller medelvärde av data som indata för transformationer med statistiska funktioner.

`avg(argument)` och `mean(argument)`

Denna funktion beräknar medelvärdet av ett argument. Argumentet måste vara en identifierare.

Exempel:

`avg(SM1)`

Medelvärdet av alla prover i den första försöksgruppen kommer att skapas. Dessutom kan medelvärdet av replikaten av ett värde beräknas:

`avg(ST1_1)`

Medelvärden för alla replikat av den första standarden.

`median(argument)`

Denna funktion bestämmer medianen för argumentet. Argumentet måste vara en identifierare. De individuella replikaten ordnas i storleksordning och medianen bestäms genom att ta det mittersta värdet i ordningen. Om antalet värden är ett jämnt antal bestäms medelvärdet av de två mittersta värdena.

Exempel:

`Median (NC1)`

Anta att `NC1_1=0.1`, `NC1_2=0.05`, `NC1_3=0.04`

Medianvärdet för dessa negativa kontroller bestäms på följande sätt.

Värdenas ordningsföljd ger:

0.04 0.05 0.1

Medianen är därför 0.05.

`medianPlate()`

Medianen för hela plattan kan bestämmas med hjälp av denna funktion. De individuella värdena ordnas i storleksordning och medianen bestäms genom att ta det mittersta värdet i ordningen. Om antalet värden är ett jämnt antal bestäms medelvärdet av de två mittersta värdena.

Exempel:

`medianPlate()`

Anta att `BL1=1`, `NC1=2`, `PC1=3`, `SM1_1=4`, `SM1_2=5` och inga andra brunnar definieras.

Medianen för hela plattan är 3.

max(argument) och min(argument)

Denna funktion beräknar minimum/maximum för ett argument. Argumentet måste vara en identifierare.

Exempel:

max(SM1)

Maximala värdet av alla prover i den första försöksgruppen kommer att bildas.

min(ST1_1)

Bestämmer miniminivån för de individuella replikaten av den första standarden.

maxAvg(argument) och minAvg(argument)

Denna funktion ger det maximala/minsta medelvärdet för argumentet. Argumentet måste vara en identifierare.

Exempel:

minAvg(SM1)

Om ett antal resultat hittas för SM1, kommer endast det lägsta genomsnittet att anges.

PointwiseCV(argument)

Den genomsnittliga punktvisa variationskoefficienten (CV) bestäms. Resultatet kan användas för att validera standardkurvan. Argumentet måste vara en identifierare.

Exempel:

PointwiseCV(ST1)

Anta

ST1_1_1=0.54 ST1_1_2=0.52 cv=2.668

ST1_2_1=0.72 ST1_2_2=0.77 cv=4.746

ST1_3_1=1.08 ST1_3_2=0.99 cv=6.148

Resultatet av pointwiseCV är genomsnittet av CV för ST1_1, ST1_2 och ST1_3 och är 4.5209.

Sum(argument)

Denna funktion beräknar summan av argumenten.

Exempel:

sum(SM1)

Standardavvikelsen för den negativa kontrollen i den första försöksgruppen kommer att bildas.

sum(ST1_1)

Bestämmer summan av replikaten för den första standarden.

stddev(argument)

Denna funktion beräknar standardavvikelsen för ett argument. Argumentet måste vara en identifierare.

Exempel:

stddev(NC1)

Standardavvikelsen för den negativa kontrollen i den första försöksgruppen kommer att bildas.

11.3.6 Eliminationsfunktioner

Elimineringsfunktionerna kommer att användas vid valideringen. På så sätt kan användaren försäkra sig om att mätvärdena ligger inom ett giltigt intervall och radera eventuella felaktiga värden.

Tre olika elimineringsfunktioner kan användas när man definierar giltighetsintervallen. Den identifierare som ska påverkas av funktionen är alltid den första parametern som krävs när man definierar elimineringskriterierna.

Alla tre elimineringsfunktioner ger ett logiskt resultat. TRUE ges när det finns tillräckligt många giltiga mätvärden tillgängliga och FALSE ges när färre än vad som krävs är giltiga.

Ogiltiga mätvärden markeras med ett utropstecken.

eliminate (arg1; arg2; arg3; arg4)

Valideringsintervallet definieras med hjälp av ett definierat värde.

Denna funktion eliminerar värden som ligger utanför det valideringsområde som definieras i arg2.

arg1: Identifieringsnamn (NC1,PC1).

arg2: Värde som används för att representera intervallet, beroende på arg4.

arg3: Antal giltiga, individuella värden som måste vara tillgängliga för att ett medelvärde ska kunna genereras. Om för få värden finns tillgängliga efter elimineringen får du resultatet FALSE.



Anmärkning

För arg3:

ett värde på "2" eller högre måste definieras. "1" accepteras inte.

arg4: Representerar valet om testningen ska använda intervallet average-arg2 till average+arg2 (argument 1) eller om det ska kontrolleras om de individuella värdena ligger under average+arg2 (argument 0). I detta fall (argumentet 0) finns det ingen nedre gräns.

Elimineringsfunktionen bestämmer här genomsnittet för arg1. Det värde som har den största absoluta avvikelsen från medelvärdet kontrolleras sedan för att säkerställa att det ligger inom intervallet enligt arg4. Om värdet ligger utanför detta intervall betraktas det som ogiltigt. I detta fall börjar genomsnittsberäkningen på nytt, utan att ta hänsyn till det tidigare upptäckta ogiltiga värdet, och fortsätter på detta sätt tills inga fler felaktiga värden kan hittas. Resultatet TRUE kommer att levereras när tillräckligt många giltiga individuella värden finns tillgängliga.

Exempel:

eliminate(NC1;0.15;2;0)

Medelvärdet kommer att genereras för de negativa kontrollerna. Därefter kan man se om de individuella negativa kontrollerna ligger över NC1+0.15. (Det finns ingen nedre gräns). Om så är fallet ska det/de felaktiga värdet/värdena elimineras på det sätt som beskrivs ovan. Om minst två individuella värden är giltiga vid slutförandet returneras resultatet TRUE, annars returneras resultatet FALSE.

eliminatePerc (arg1; arg2; arg3; arg4)

Valideringsintervallet definieras med hjälp av en procentsats av medelvärdet.

Denna funktion eliminerar värden på samma sätt som beskrivs för funktionen eliminera. Valideringsområdet definieras med hjälp av en procentandel (arg2) av identifieraren.

Exempel:

`elimineraPerc(NC1;10;2;1)`

Individuella värden är ogiltiga om de avviker med mer än 10 % under eller över genomsnittet. Vid slutförandet ska minst två individuella värden vara giltiga för att de negativa kontrollerna skall förklaras vara giltiga.

eliminateRange (arg1; arg2; arg3; arg4)

Denna funktion eliminerar värden som ligger utanför det valideringsområde som definieras av argumenten 2 och 3.

arg1: Identifieringsnamn (NC1,PC1).

arg2: Lägre gräns för det valda intervallet

arg3: Övre gräns för det valda intervallet

arg4: Antalet giltiga, individuella värden som måste finnas för att fortsätta. Om för få värden finns tillgängliga efter elimineringen får du resultatet FALSE.

Resultatet TRUE kommer att levereras när tillräckligt många giltiga individuella värden finns tillgängliga.

Exempel:

`eliminateRange(NC1; 0.0 ; 0.1 ; 2)`

De individuella värdena för de negativa kontrollerna måste ligga inom intervallet 0.0 och 0.1 för att vara giltiga. För att uppnå resultatet TRUE måste minst två av värdena anses vara giltiga.

eliminateCV (arg1; arg2; arg3)

Denna funktion eliminerar replikaten tills CV för de återstående replikaten är lägre än det givna CV (arg2). Replikaten elimineras stegvis, med början med det värde som har den största skillnaden mot medelvärdet.

arg1: Identifieringsnamn

arg2: Gränsen för det accepterade CV-värdet

arg3: Antalet giltiga, individuella värden som måste lämnas kvar för att ge ett positivt resultat. Om för få värden finns tillgängliga efter elimineringen får du resultatet FALSE.

Resultatet TRUE kommer att levereras när tillräckligt många giltiga individuella värden finns tillgängliga.

Exempel:

`eliminateCV(NC1; 15; 3)`

Det beräknade CV-talet för de individuella värdena för den negativa kontrollen ska vara lägre än 15 %. Efter elimineringen måste det finnas minst 3 replikat kvar för att få TRUE som resultat.

countDeleted(arg1; arg2)

Den här funktionen kontrollerar om det finns tillräckligt många giltiga värden och returnerar TRUE eller FALSE.

arg1: Den identifierare vars kvantitet ska kontrolleras.

arg2: Det lägsta antalet replikat som måste vara tillgängligt.

Exempel:

`countDeleted(NC1; 2)`

Den här funktionen fungerar tillsammans med funktionerna Eliminera i ekvationer: Valideringen innehåller följande rad:

om $(NC1 > 0.5)$ `elimineraRange(NC1; 0; 0.5; 2)`

Om medelvärdet för den negativa kontrollen ligger över 0.5 ska alla replikat som ligger utanför intervallet utelämnas.

11. Beräkningar

Denna eliminering kommer att behandlas en gång. Om värden för eliminering hittas, görs en ny beräkning för att se till att genomsnittet ligger under 0.5 och resultatet blir TRUE.

I detta skede är det ännu inte säkert att det nödvändiga antalet replikat finns tillgängliga. Detta bestäms sedan med hjälp av countDeleted-funktionen i ett else-meddelande:

om $(NC1 > 0.5)$ elimineraRange(NC1; 0; 0.5; 2) annars countDeleted(NC1; 2)

I ekvationsprocessen (i den andra körningen efter elimineringen) används else-angivelsen. Funktionen countDeleted kontrollerar sedan om den givna identifieraren i arg1 finns tillgänglig i den mängd som anges i arg2. Om detta är fallet får du resultatet TRUE, annars FALSE.

Steg för steg exempel eliminera respektive elimineraPerc

Den enda skillnaden mellan eliminate och eliminatePerc är sättet att beräkna gränserna för det giltiga området (se ovan). Beräkningssekvensen är densamma för båda funktionerna. För den stegvisa beskrivningen används eliminering.

eliminate(NC1;0.15;2;0)

Individuella värderingar:	NC1_1 = 0.217	$\overline{NC1} = 0.288$
	NC1_2 = 0.439	
	NC1_3 = 0.208	

Steg 1: De individuella värdena sorteras efter sitt avstånd till genomsnittet.

$ NC1_1 - \overline{NC1} $	 0.217-0.288 	0.071	→	NC1_2 = 0.439
$ NC1_2 - \overline{NC1} $	 0.439-0.288 	0.151		NC1_3 = 0.208
$ NC1_3 - \overline{NC1} $	 0.208-0.288 	0.08		NC1_1 (0.217)

Steg 2: Beräkning av den övre gränsen: $0.288 + 0.15 = 0.438$

Steg 3: första jämförelsen:

$0.439 > 0.438$ och därmed utanför det giltiga intervallet → Steg 4: Värdet för NC1_2 elimineras och medelvärde och gränsen beräknas på nytt.

Steg 4: Nytt genomsnitt = $(0.217 + 0.208) / 2 = 0.2125$

Ny gräns = $0.2125 + 0.15 = 0.3625$

Steg 5: andra jämförelsen:

$0.208 \leq 0.3625 \rightarrow$ giltigt

$0.217 \leq 0.3625 \rightarrow$ giltigt

Resultat:

Replikaten NC1_2 passar inte in i det givna intervallet och har därför eliminerats.

Funktionen returnerar TRUE eftersom det fortfarande finns två replikat kvar.

Anmärkning: I varje beräkningscykel (steg 1 till steg 4) raderas ett replikat bort (det replikat som har det största avståndet till genomsnittet). Cykeln upprepas tills inget replikat har raderats under jämförelsesteget i cykeln.

11.3.7 Andra funktioner

ignore()

Denna funktion utelämnar värdena för valda brunnar så att de inte tas med i beräkningarna. Ignorerade värden visas med ett inledande '!' och hanteras som eliminerade värden.

Exempel:

```
if(x<0.9*SM1_1) then ignore()
```

isInvalid()

Den här funktionen ger ett booleskt värde som anger om värdena i brunnen är giltiga eller inte. Ogiltiga värden kan till exempel orsakas av att läsaren har för höga värden.

Exempel:

```
if(isInvalid()) då x=3.0
```

Om brunnen innehåller ett ogiltigt värde tilldelas värdet 3.0. På så sätt är det möjligt att göra ytterligare beräkningar trots sådana värden.

calcAlways(argument)

Denna funktion gör det möjligt att beräkna formler på brunnar oberoende av värdet. Argumentet kan vara en giltig formel. Formeln beräknas även om värdet är dolt eller ogiltigt. Denna funktion kan användas för att beräkna resultat som inte beror på värdet av den använda brunnen.

Exempel:

```
calcAlways(A)
```

Värdet för parameter A i formeln för standardkurvan returneras.

concX

Denna funktion kan användas vid koncentrationstransformationer. Resultatet av **concX** är brunnsens ursprungliga koncentration och kan därför endast användas i brunnar med standarder som identifierare.

Exempel:

$x - \text{concX}$ anger skillnaden mellan den beräknade och den ursprungliga koncentrationen i brunnen.

11.3.8 Spektrafunktioner

smooth(numPts)

Utjämnar med det angivna antalet punkter.

minimum()

Levererar det minsta värdet som ett datapar (våglängd, intensitet).

maximum()

Levererar det maximala som datapar (våglängd, intensitet).

normalize(wl)

Normaliserar genom att använda intensiteten vid den givna våglängden.

11. Beräkningar

peak(threshold;wIStart;wIEnd;peakIndex:percLimit)

Levererar toppen som ett dataset (intensitet, våglängd, bredd, area). Toppar som är lägre än tröskelvärdet kommer inte att hittas.

Sökning av toppar görs i det givna våglängdsområdet.

peakIndex = -1 → återger max. topp

peakIndex = -2 → återger min. topp

peakIndex = 0, 1, 2, ... → returnerar toppen vid det angivna indexet

percLimit är en procentsats som används för att beräkna bredd och area.

numPeaks(threshold;wIStart;wIEnd)

Ger antalet toppar som hittats i det givna våglängdsområdet. Toppar som är lägre än tröskelvärdet kommer inte att hittas.

derive(degree)

Beräknar derivatet av den givna graden. Giltiga grader är 1 och 2, t.ex. derive(2).

intensity(function)

Ger intensiteten för antingen ett datapar eller en topp; t.ex. intensity(minimum()).

wavelength(function)

Levererar våglängden för antingen ett datapar eller en topp, t.ex. våglängd(maximum())

width(function)

Ger bredden av en topp, t.ex. width(peak0.5;450;650;-1;50)).

area(function)

Ger område av en topp, t.ex. area(peak0.5;450;650;-1;50)).

11.3.9 Exempel

Transformationer

Transformationer ändrar brunnens aktuella värde. Resultatet måste alltid vara ett numeriskt värde.

Blank reduction (Blankreducering):

$$x-BL1$$

Det tomma värdet (blank) kommer att dras av från brunnens nuvarande värde.

Blanking of a kinetic run (Blankreducering av kinetisk omgång:

$$x-x[0]$$

Värdet för den första punkten i kinetiken används som blank och kommer att härledas från värdena för alla kinetikcykler.



Anmärkning

Indexet "0" representerar den första mätningen av en kinetisk omgång.

Ratio (Kvot):

$$x/PC1 * 100$$

Beräknar kvoten mellan ett prov och en kontroll i procent.

DNA/Protein ratio:

$$'Label1'!x/'Label2'!x$$

För att beräkna kvoten mellan DNA och protein måste en mätning med multipla inmärknings definieras. Vid den första mätningen används en våglängd på 260 nm och vid den andra mätningen en våglängd på 280 nm.

Conditional result (Villkorligt resultat)

Om $(x < 0.0)$ då 0 annars x

Om värdet av brunnen är mindre än 0 representeras det av 0, annars förblir det oförändrat.

Cutoff

Cutoff anger vilka gränser som ska tillämpas vid utvärderingen. Resultatet måste alltid vara ett numeriskt värde.

Märkning: POS

Gräns: $NC1 * 1.15$

Märkning: ??

Gräns: $NC1 * 0.85$

Märkning: -

Resultatet är positivt (POS) när absorbansen är mer än 15 % högre än genomsnittet av de negativa kontrollerna och negativt (-) när den är mer än 15 % lägre än genomsnittet. Ett resultat anges som öppet (???) om det ligger mellan dessa två värden.

QC Validation (QC-validering)

Valideringen syftar till att undersöka testets giltighet. Resultatet måste alltid vara ett logiskt uttalande, TRUE eller FALSE.

$(BL1 > -0.005)$ och $(BL1 < 0.120)$

Om medelvärdet av det tomma värdet ligger inom intervallet -0.005 till 0.12, kommer resultatet att vara TRUE.

$eliminateRange(NC1; -0.005; 0.12; 2)$

Om minst två negativa kontroller ligger inom intervallet -0.005 till 0.12, kommer resultatet att vara TRUE.

$abs(PC1 - NC1) > 0.25$

Avståndet mellan medelvärdena för de positiva kontrollerna och de negativa kontrollerna skall vara större än 0.25. Om det är så kommer resultatet att vara TRUE.

11.4 Typer av analys av standardkurvor

11.4.1 Definitioner

Givet n baspunkter $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n), x_1 < \dots < x_n$

Namn	Formel
correlation coefficient (korrelationskoefficient)	$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$
average square deviation (genomsnittlig kvadratavvikelse)	$d = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2}$
goodness of fit (anpassningsgrad)	$goodness = 1 - d$

11.4.2 Parametrar för analystyp

Parametern för analystypen (t.ex. lutningen A och skärningspunkten B för linjär regression) kan användas i beräkningen. De tillgängliga parametrarna beskrivs nedan. **Om det finns mer än en försöksgrupp** har parametrarna för analystypen suffixet "B" för den andra försöksgruppen, "C" för den tredje försöksgruppen och så vidare. Exempel: Lutningen för en linjär regression i försöksgrupp 3 kan anges som "AC".

11.4.3 Felmeddelanden

Om något av värdena i de beräknade koncentrationerna ligger utanför det intervall som anges i standarderna, ska följande inmatning **>Max** eller **<Min** visas i plattans brunnar. Om användaren ändå vill ta med dessa värden i beräkningen måste alternativet Extrapolation (Extrapolering) väljas.

Om kurvan inte är strikt monoton genereras ett felmeddelande.

Om det finns flera lösningar för en koncentrationsberäkning för ett uppmätt värde visas inmatningen MultPt i plattans brunnar.

11.4.4 Point to point (Punkt-till-punkt)

Med den här processen sammanfogas de intilliggande baspunkterna med hjälp av en rät linje.

Minst 2 baspunkter krävs för denna beräkning.

Extrapolering är inte möjlig. Det finns inga parametrar som kan användas som variabler i transformationerna.

Om ingen koncentration kan beräknas visas NoCalc i plattans brunnar.

Matematisk beskrivning

Interpoleringsfunktion:

$$f : [x_1, x_n] \rightarrow R$$

$$x \mapsto y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \cdot (x - x_i) \quad \text{if } x \in [x_i, x_{i+1}]$$

11.4.5 Linear Regression (Linjär regression)

En rak linje bildas där summan av de kvadratiska avvikelserna för alla baspunkter är ett minimum.

Minst 2 baspunkter krävs för denna beräkning.

Vid behov kan extrapolering också genomföras i denna process. I en utvärdering med en försöksgrupp fungerar lutningen och y-axelns skärningspunkt som variablerna A och B i transformationerna. Korrelationskoefficienten r kan också användas.

I dialogrutan Standardkurva visas följande ytterligare information:

Formel med koefficientvärdena A (lutning) och B (skärningspunkt)

Genomsnittlig kvadratisk avvikelse d

Absoluta värdet av korrelationskoefficienten r

Matematisk beskrivning

Approximationsfunktion:

$$f : [x_1, x_n] \rightarrow R$$

$$x \mapsto A \cdot x + B$$

där A och B bestäms genom att minimera felfunktionen

$$err(A, B) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2$$

Lösningen är unik om

$$\text{rank} \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix} = n, \text{ vilket är sant om } x_i \neq x_j, \forall i, j = 1, \dots, n \text{ (se det allmänna villkoret)}$$

11.4.6 Non-Linear Regression (Icke-linjär regression)

Denna approximation är särskilt utformad för hyperboliska data. Idealt är de uppmätta värdena för låga koncentrationer höga och de uppmätta värdena för höga koncentrationer låga och det intresseområdet ligger i det höga koncentrationsområdet.

Den parameterberäkning som stöds av den linjära regressionen x/y används för y.

En linjär regression utförs med hjälp av de transformerade data.

Resultatet uttrycks som lutningen k och skärningspunkten d.

Utifrån detta resultat kan $A = 1/k$ och $B = d/k$ bestämmas.

Minst 2 baspunkter krävs för denna beräkning.

Vid behov kan extrapolering också genomföras i denna process. I en utvärdering med en försöksgrupp fungerar koefficienterna A och B som variabler i transformationerna. Korrelationskoefficienten r kan också användas. Approximationen tillämpas alltid på de oskalade baspunktsvärdena.

I dialogrutan Standardkurva visas följande ytterligare information:

Formel med koefficientvärden A och B

Genomsnittlig kvadratisk avvikelse d

Absoluta värdet av korrelationskoefficienten r



VARNING

DENNA APPROXIMATION ÄR INTE KONTINUERLIG OCH DÄRFÖR KAN FELAKTIGA DATA ORSAKA STORA AVVIKELSER MELLAN DE GIVNA BASPUNKTERNA OCH DE BERÄKNADE PUNKTERNA!

Matematisk beskrivning

Approximationsfunktion:

$$f : [x_1, x_n] - \{-b\} \rightarrow R$$

$$x \mapsto \frac{A \cdot x}{B + x}$$

där A och B bestäms genom att lösa det linjära regressionsproblemet för de transformerade baspunkterna

$$\left(x_1, \frac{x_1}{y_1}\right), \dots, \left(x_n, \frac{x_n}{y_n}\right)$$

Linjär regression:

$$g : [x_1, x_n] \rightarrow R$$

$$x \mapsto k \cdot x + d, \text{ som minimerar}$$

$$\text{err}(k, d) = \sum_{i=1}^n \left(g(x_i) - \frac{x_i}{y_i}\right)^2$$

Parametrarna A och B beräknas från k och d genom

$$A = \frac{1}{k} \quad \text{och} \quad B = \frac{d}{k}$$

Denna funktion f är inte kontinuerlig vid -B.

11.4.7 Polynomial (Polynom)

2:a grad: parabolisk eller kvadratisk

3:e grad: kubisk

Användaren kan välja mellan en beräkning av ett polynom av 2:a graden eller ett polynom av 3:e graden.

Minst 3 baspunkter krävs för beräkning av ett polynom av 2:a graden, medan minst 4 krävs för beräkning av ett polynom av 3:e graden.

Vid behov kan extrapolering också genomföras i denna process. Parametrarna $A = a_0$, $B = a_1$ och $C = a_2$ kan användas i transformationer med polynom av 2:a graden. För polynom av 3:e graden, kan variablerna $A = a_0$, $B = a_1$, $C = a_2$ och $D = a_3$ genomföras.

I dialogrutan Standardkurva visas följande ytterligare information:

Formel med koefficientvärdena A, B och C för polynom av 2:a graden eller formel med koefficientvärdena A, B, C och D för polynom av 3:e graden

Genomsnittlig kvadratisk avvikelse

Matematisk beskrivning

Approximationsfunktion:

$$f : [x_1, x_n] \rightarrow R$$

$$x \mapsto \sum_{i=0}^{\text{order}} a_i \cdot x^i, \quad \text{grad} = 2 \text{ eller } 3$$

($n > \text{grad}$)

där $a_{\text{grad}}, \dots, a_0$ bestäms genom att minimera felfunktionen

$$\text{err}(a_{\text{order}}, \dots, a_0) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2$$

Lösningen är unik om

$$\text{rank} \begin{pmatrix} x_1^{\text{order}} & \dots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^{\text{order}} & \dots & x_n & 1 \end{pmatrix} = \text{order} + 1, \quad \text{vilket är sant om } x_i \neq x_j \forall i, j = 1, \dots, n$$

11.4.8 Kubisk spline

De intilliggande baspunkterna kommer att sammanfogas genom beräkning av ett polynom av 3:de graden. Parametrarna bestäms med hjälp av villkoret "not-a-knot".

Minst 3 baspunkter krävs för denna beräkning.

Extrapolering är inte möjlig. Det finns inga parametrar som kan användas som variabler i transformationerna.

Matematisk beskrivning

Funktioner för interpolering:

Styckvis polynom av 3:e graden.

Kontinuerlig andra härledning vid alla baspunkter.

$$\int_{x_1}^{x_n} \left(\frac{d^2 f}{dx^2} \right)^2 dx$$

Minimerar integralen , som är en förenklad term för deformationsenergin för en spline.

Villkoret "not-a-knot": vid x_2 och x_{n-1} är även den tredje härledningen kontinuerlig.

11.4.9 Akima

Akima-interpolationen skapar i vissa fall en mjukare kurva än spline-interpolationen.

Minst 3 baspunkter krävs för denna beräkning.

Extrapolering är inte möjlig. Det finns inga parametrar som kan användas som variabler i transformationerna.

Matematisk beskrivning

Denna interpoleringsmetod använder styckvisa polynomer av 3:e graden.

Det styckvisa interpolationspolynomet och dess första härledning är kontinuerliga.

Method (Metod)

Lutningarna m_i i alla baspunkter uppskattas från grannpunkterna med hjälp av en särskild funktion:

$$q_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}$$

q_i är lutningarna för den linjära interpolatorn mellan punkt i och punkt $i-1$, $i=2, \dots, n$

$$m_i = \frac{q_i |q_{i+2} - q_{i+1}| + q_{i+1} |q_i - q_{i-1}|}{|q_{i+2} - q_{i+1}| + |q_i - q_{i-1}|}, \quad i=3, \dots, n-2$$

Särskilda fall:

Är $q_i = q_{i+1}$, ange $p'(x_i) = q_i = q_{i+1}$.

Är $q_{i-1} = q_i$ och $q_{i+1} \neq q_{i+2}$, så är $y'_i = q_i$ (analogt för $q_{i+1} = q_{i+2}$).

$$m_i = \frac{q_i + q_{i+1}}{2}$$

Är $q_{i-1} = q_i$ och $q_{i+1} = q_{i+2}$, ange $m_i = \frac{q_i + q_{i+1}}{2}$.

För indexen 1, 2, $n-1$, n kan lutningarna inte uppskattas med denna algoritm.

Nu har vi följande villkor för den 3:e gradens interpolationspolynom p_i , $i=1, \dots, n-1$

$$p_i'(x_i) = m_i$$

$$p_i'(x_{i+1}) = m_{i+1}$$

$$p_i(x_i) = y_i$$

$$p_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

vilket är fyra villkor för varje 3:e gradens interpolationspolynom p_i .

11.4.10 LogitLog

LogitLog är utformad för sigmoidala standardkurvor. LogitLog ger alltid en S-formad kurva. Kurvan kommer asymptotiskt att nå en övre och en undre gräns, som oberoende av varandra kan fastställas som minsta och maximala gränser. Om användaren inte har fastställt några gränser här används det minsta och maximala baspunktsvärdena. Approximationen tillämpas alltid på de oskalade baspunktsvärdena.

Minst 4 baspunkter krävs för denna beräkning.

Vid behov kan extrapolering också genomföras i denna process. Parametrarna A, B, C och D kan användas som parametrar i transformationerna.

I dialogrutan Standardkurva visas följande ytterligare information:

Koefficientvärden A, B, C och D

Genomsnittlig kvadratisk avvikelse d

Korrelationskoefficientens absoluta värde r (korrelation mellan data och anpassning)

Restriktioner för processtillämpning

LogitLog och approximation med fyra parametrar får endast användas när man arbetar med standardkurvor som uppfyller följande krav:

- Sigmoid funktion tillämpad på standarddata i förhållande till koncentrationerna
- Symmetriskt genererad kurva i förhållande till IC50-värdet
- För att beräkna kurvan korrekt är det nödvändigt att ha ett koncentrationsvärde på noll och ett värde på oändlig standardkoncentration (mättat värde), så att asymptoterna kan bestämmas. Om dessa två värden inte finns i standardkurvan kan de definieras manuellt med hjälp av alternativet **More standard curve parameters (Fler parametrar för standardkurvor)** (Min, Max). Om inga Min- och Max-värden har definierats, kommer **magellan** basera processen på de minsta respektive största värdena.



VARNING

OM DESSA KRAV INTE UPPFYLLS KAN APPROXIMATION AV DENNA TYP INTE ANVÄNDAS KORREKT.

Matematisk beskrivning

LogitLog-regressionen är en funktion

$$f : [x_1, x_n] \rightarrow R$$

$$x \mapsto D + \frac{A - D}{1 + \left(\frac{x}{C}\right)^B}$$

för beskrivning av sigmoid korrelation av data.

Parametern kan tolkas som:

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$D = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

$$f(C) = \frac{A + D}{2}$$

A, D bestäms som minimum respektive maximum (eller vice versa om funktionen är avtagande).

Därefter löses problemet med linjär regression för transformerade baspunkter.

$$X = \log_{10} x$$

$$Y = \ln \left(\frac{\frac{D - y}{D - A}}{1 - \frac{D - y}{D - A}} \right)$$

$$g : [X_i, Y_i] \rightarrow R$$

$$x \mapsto k \cdot x + d \quad , \text{ som minimerar felfunktionen}$$

$$err(k, d) = \sum_{i=1}^n (g(x_i) - Y_i)^2$$

Parametrarna B och C bestäms utifrån k, d:

$$B = -m \cdot \log_{10}(e)$$

$$C = e^{\frac{b}{B}}$$

Parametrarna A,B,C,D har tilltalande geometriska tolkningar.

A = respons vid en dos (x-värde) på noll (tänk på att x=0 inte visas i logaritmiska diagram)

D = svar vid en oändligt hög dos

C = är symmetripunkten på kurvan (IC50), och under denna punkt är kurvan en spegelbild

B = är ett mått på hur brant kurvan är vid inflexionspunkten; i själva verket är det (med en möjlig teckenändring) kurvans lutning i logit-form

Observera att kurvan alltid är avtagande (om A>D) eller ökande (om A<D).

11.4.11 Fyra parametrar

Approximationen med fem parametrar måste i princip uppfylla samma krav på baspunkter som LogitLog.

Den resulterande kurvan kommer att tas fram med hjälp av Nelder och Mead Downhill-Simplex-metoden. Denna metod ger en allt mer exakt approximation av resultatet under hela intervallet. Metoden med fyra parametrar kräver betydligt mer tid för att behandlas. Precis som med LogitLog skapas en S-formad kurva.

Minst fyra baspunkter krävs för denna beräkning.

Vid behov kan extrapolering också genomföras i denna process. Parametrarna A, B, C och D kan användas som parametrar i transformationerna.

Approximationen tillämpas alltid på de oskalade baspunktsvärdena.

I dialogrutan Standardkurva visas följande ytterligare information:

Koefficientvärden A, B, C och D

Genomsnittlig kvadratisk avvikelse d

Korrelationskoefficientens absoluta värde r (korrelation mellan data och anpassning)

Restriktioner för processtillämpning

Se kapitel 11.4 Typer av analys av standardkurvor – LogitLog för ytterligare information.

Matematisk beskrivning

Approximationsfunktion:

$$f : [x_1, x_n] \rightarrow R$$

$$x \mapsto D + \frac{A - D}{1 + \left(\frac{x}{C}\right)^B}$$

Method (Metod)

Först beräknas en LogitLog-approximation.

Parametrarna A, B, C och D optimeras med hjälp av Downhill-Simplex-algoritmen, en minimeringsalgoritm som endast kräver funktionsutvärderingar men ingen funktionshärledning.

Algoritmen stannar om en noggrannhet på 0.001 uppnås (lyckad) eller om det maximala antalet 10 000 iterationer överskrids (misslyckande) innan den givna noggrannheten uppnås.

Bibliografi

Nelder, J.A., and Mead, R. 1965, Computer Journal, vol. 7, pp 308-313

11.4.12 Fyra parametrar – Marquardt

Approximationen med fem parametrar måste i princip uppfylla samma krav på baspunkter som LogitLog.

Den resulterande kurvan kommer att tas fram med hjälp av Levenberg-Marquardt-metoden. Denna metod ger en allt mer exakt approximation av resultatet under hela intervallet. Metoden med fyra parametrar kräver betydligt mer tid för att behandlas. Precis som med LogitLog skapas en S-formad kurva. Minst fyra baspunkter krävs för denna beräkning.

Vid behov kan extrapolering också genomföras i denna process. Parametrarna A, B, C och D kan användas som parametrar i transformationerna.

Approximationen tillämpas alltid på de oskalade baspunktsvärdena.

I dialogrutan Standardkurva visas följande ytterligare information:

- Koefficientvärden A, B, C och D
- Genomsnittlig kvadratisk avvikelse d
- Korrelationskoefficientens absoluta värde r (korrelation mellan data och anpassning)

Restriktioner för processtillämpning

Se kapitel 11.4 Typer av analys av standardkurvor – LogitLog för ytterligare information.

Matematisk beskrivning

Approximationsfunktion:

$$f : [x_1, x_n] \rightarrow R$$

$$x \mapsto D + \frac{A - D}{1 + \left(\frac{x}{C}\right)^B}$$

Method (Metod)

Först beräknas en LogitLog-approximation.

Parametrarna A, B, C och D optimeras med Levenberg-Marquardt-algoritmen, en iterativ teknik som hittar ett lokalt minimum för en funktion som uttrycks som summan av kvadrater av icke-linjära funktioner.

Algoritmen stannar om en noggrannhet på 1E-7 (FLT_EPSILON) uppnås (lyckad) eller om det maximala antalet 30 000 iterationer överskrids (misslyckande) innan den givna noggrannheten uppnås.

11.4.13 Fem parametrar – Marquardt

Approximationen med fem parametrar måste i princip uppfylla samma krav på baspunkter som LogitLog. Den sigmoidala kurvan kan dock vara osymmetrisk.

Den resulterande kurvan kommer att tas fram med hjälp av Levenberg-Marquardt-metoden. Denna metod ger en allt mer exakt approximation av resultatet under hela intervallet. Metoden med fem parametrar kräver betydligt mer tid för att behandlas. Precis som med LogitLog skapas en S-formad kurva. Minst fem baspunkter krävs för denna beräkning.

Vid behov kan extrapolering också genomföras i denna process. Parametrarna A, B, C, D och E kan användas som parametrar i transformationerna.

Approximationen tillämpas alltid på de oskalade baspunktsvärdena.

I dialogrutan Standardkurva visas följande ytterligare information:

- Koefficientvärden A, B, C, D och E
- Genomsnittlig kvadratisk avvikelse d
- Korrelationskoefficientens absoluta värde r (korrelation mellan data och anpassning)

Restriktioner för processtillämpning

Se kapitel 11.4 Typer av analys av standardkurvor – LogitLog för ytterligare information.

Matematisk beskrivning

Approximationsfunktion:

$$f : [x_1, x_n] \rightarrow R$$

$$x \mapsto D + \frac{A - D}{\left(1 + \left(\frac{x}{C}\right)^B\right)^E}$$

Method (Metod)

Parametrarna A, B, C, D och E optimeras med Levenberg-Marquardt-algoritmen, en iterativ teknik som hittar ett lokalt minimum för en funktion som uttrycks som summan av kvadrater av icke-linjära funktioner.

Algoritmen stoppas om en noggrannhet på 1E-7 (FLT_EPSILON) uppnås (lyckad) eller om det maximala antalet 30 000 iterationer överskrids (misslyckad) innan den givna noggrannheten uppnås.

11.4.14 Viktning för fyra/fem parametrar – Marquardt/Polynomial Fit

Viktning påverkar standardoptimeringsalgoritmen.

Algoritmen försöker optimera den viktade summan av de minsta kvadraterna.

En viktningsfaktor på 1 innebär ingen viktning.

Viktningsfaktorer som är större än ett innebär att den angivna punkten har högre prioritet för den resulterande anpassningen.

Viktningsfaktorer som är mindre än ett anger att punkten har lägre prioritet.



VARNING

VIKTER BÖR ENDAST ANVÄNDAS OM DET FINNS SERIÖSA STATISTISKA BEVIS FÖR ATT DE INSAMLADE DATA OCH ALGORITMEN ÄR LÄMPLIGA.

Matematisk beskrivning

Genomsnittlig viktade kvadratisk avvikelse

$$d = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n k_i} \sum_{i=1}^n k_i (y_i - f(x_i))^2}$$

Automatisk beräkning av vikter med hjälp av varians:

Vikterna beräknas automatiskt med $1/SD^2$ där SD är standardavvikelsen för replikaten av den faktiska baspunkten.

Detta innebär att data med hög standardavvikelse viktas mindre än data med låg standardavvikelse.

**VARNING**

VIKTNING MED HJÄLP AV VARIANS ÄR FARLIG NÄR FÖR FÅ REPLIKAT ANVÄNDS, EFTERSOM STANDARDAVVIKELSEN DÅ KAN HA EN HÖG SLUMPMÄSSIG ANDEL SOM AVSEVÄRT PÅVERKAR OPTIMERINGSALGORITMEN.

Automatisk beräkning av vikter med hjälp av relativa vikter:

Vikterna beräknas automatiskt med $1/Y^2$ där Y är medelvärdet för den faktiska baspunkten. Detta innebär att algoritmen minimerar de relativa avstånden mellan data och kurvan.

11.5 Beräkning i spädningsserien

11.5.1 Upptäckt av spädningsserier

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att tvinga fram **magellan** att upptäcka en spädningsserie på layouten:

- Prov med minst fyra replikat
- Användning av minst fyra olika spädningsserier för de enskilda replikaten av ett prov

magellan kontrollerar hela layouten och väljer alla funna spädningsserier.

11.5.2 Curve Parameter Calculation (Beräkning av kurvparameter)

Kurvparametrar beräknas för varje funnen spädningsserie med hjälp av algoritmen **Four Parameters – Marquardt (Fyra parametrar – Marquardt)**. Om felet uppstår görs beräkningen om med hjälp av algoritmen **Four Parameters**. Se kapitel 11.4 Typer av analys av standardkurvor för mer detaljerad information om de algoritmer som nämns ovan.

11.5.3 Calculation of IC Values (Beräkning av IC-värden)

Först väljs den maximala intensiteten (I_{\max}) och den lägsta intensiteten (I_{\min}) i varje spädningsserie.

Calculation of IC-intensity (Beräkning av IC-intensitet)

Om 0 %-värdet är inställt på intensiteten "Intensitet 0"

$$I_{IC} = \frac{ICx}{100.0} * I_{\max}$$

Om 0 %-värdet är inställt på "Min. intensitet för spädningsserie"

$$I_{IC} = I_{\min} + \frac{(I_{\max} - I_{\min}) * ICx}{100.0}$$

Beräkning av spädning vid ICx

Med hjälp av de kurvparametrar som beräknats i steg 12.6.2 och den beräknade IC-intensiteten beräknas den resulterande spädningen.

$$dilution = C * \left(\frac{A - I_{IC}}{I_{IC} - D} \right)^{\frac{1}{B}}$$

12. Exempel på tillämpning

12.1 Steg-för-steg exempel: Kvantitativ ELISA

Ett steg-för-steg-exempel (kvantitativt test) på hur man skapar en metod i **magellan** finns i det här kapitlet. Genom att följa instruktionerna lär du dig att definiera utvärderingar från en provsatsbeskrivning i **magellan**.

Metoden skapades med en Sunrise i demoläge, men det är också möjligt att definiera metoderna med ett annat Tecan-instrument anslutet, om det kan mäta absorbans.

12.1.1 Provsatsbeskrivning

I tillverkarens provsatsbeskrivning av kvantitativa IgM – Antikroppsdetektioner – ELISA finns följande instruktioner: Plattlayout

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	BLK	C3	S1									
B	NC	C4	S2									
C	NC	C4	S2									
D	C1	C5	S3									
E	C1	C5	S3									
F	C2	C6	...									
G	C2	C6	...									
H	C3	S1										

BLK = Blank, NC = Negativ kontroll, C1–C6 = Kalibratorer (Standarder), S1–S... = Prov

Mätning och utvärdering

Läs av plattan vid en våglängd på 492 nm, referens vid 620 nm.

Blankreducera plattan med brunn A1.

Kalibratorers koncentration (Standarder):

Kalibrator 1	5 UA/ml
Kalibrator 2	10 UA/ml
Kalibrator 3	20 UA/ml
Kalibrator 4	40 UA/ml
Kalibrator 5	80 UA/ml
Kalibrator 6	160 UA/ml

Efter reduktionen för blanka ritas de optiska densiteterna (OD 492–OD620) upp mot respektive koncentration. Den regressionslinje som går genom dessa punkter utgör standardkurvan.

Tolkning av testresultaten:

IgM < 18 UA/ml	Negativ
18 UA/ml ≤ IgM < 22 UA/ml	Gränsfall
IgM ≥ 22 UA/ml	Positiv

12. Exempel på tillämpning

Den beräknade IgM-koncentrationen hos de båda negativa kontrollerna måste understiga 8 UA/ml.

Datahantering

Efter mätningen lagras datafilen (arbetsytan) automatiskt och en rapport med mätparametrar, plattlayout, blanka värden, standardkurva, IgM-koncentrationer, definition av cutoff, kvalitativa resultat för proverna och valideringar skapas.

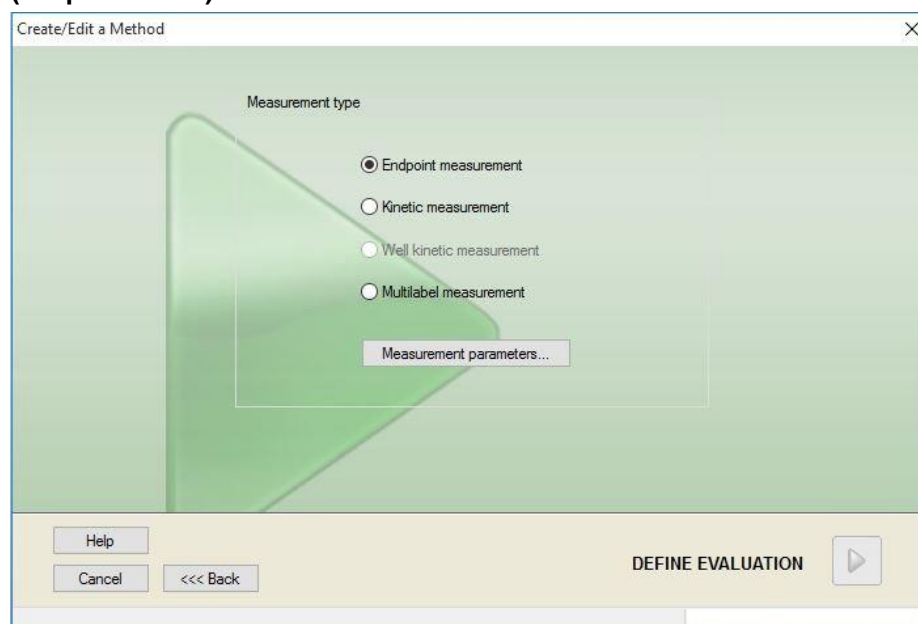
Dessutom lagras layouten och de kvalitativa resultaten som ASCII-filer.

12.1.2 Create a Method (Skapa en metod)

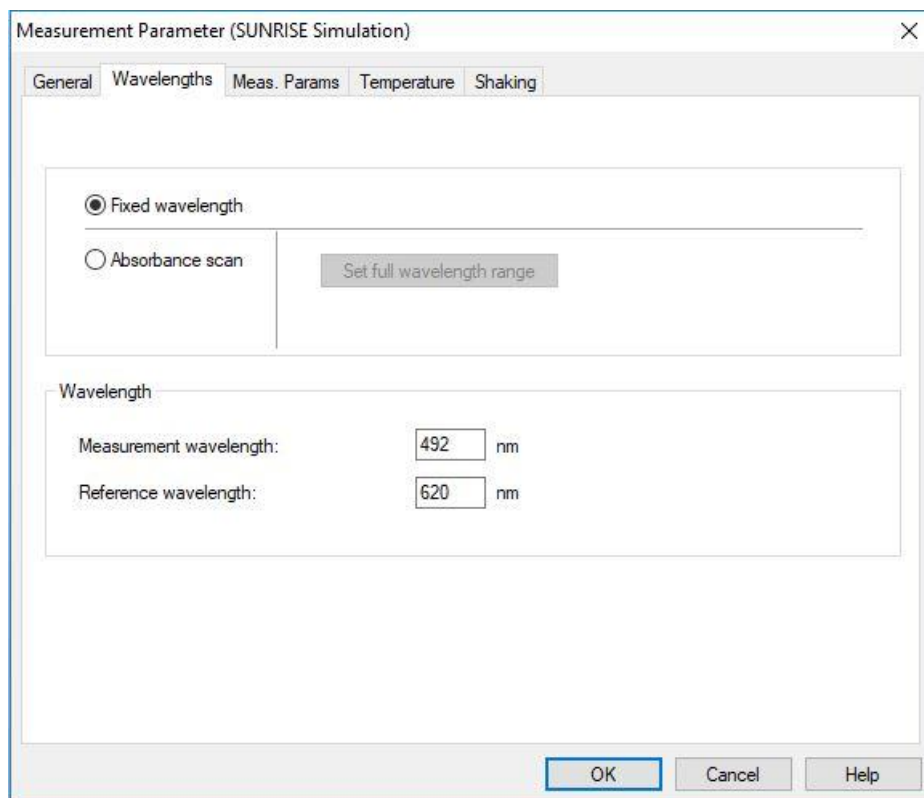
I dialogrutan **Wizard List (Guide-listan)**, välj **Create/edit a method (Skapa/redigera en metod)** och klicka på **OK**. Klicka på **Next (Nästa)** på **Välkomstsidan** på guiden **Create/edit a method (Skapa/redigera en metod)** och dialogrutan **Select a File (Välj en fil)** visas. Välj **Create new (Skapa ny)**.

Measurement Parameters (Mätparametrar)

Klicka på **Nästa (Nästa)** och dialogrutan **Measurement parameters (Mätparametrar)** visas.



Välj **Endpoint measurement (Slutpunktsmätning)** och klicka på knappen **Measurement parameters (Mätparametrar)**. Följande dialogruta visas:

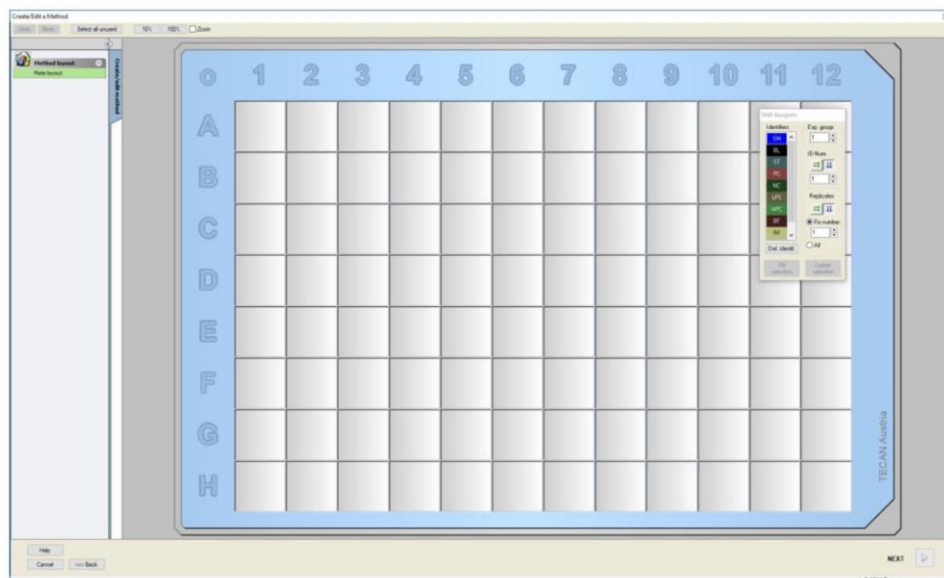


På fliken **General (Allmänt)** väljer du **Absorbance (Absorbans)**.

På fliken **Wavelengths (Våglängder)** väljer du 492 nm som mätningstvåglängd och 620 nm som referensvåglängd.

Klicka på **OK** för att återgå till dialogrutan **Measurement parameter (Mätparameter)**.

Klicka på **Define evaluation (Definiera utvärdering)** och fönstret **Plate layout (Plattlayout)** visas.



Definiera layout

Definiera plattlayouten med hjälp av dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)** på höger sida av skärmen.

I gruppporten **Identifiers (Identifierare)** välj **BL (Blank)**.

I rutan **Experimental group (Försöksgrupp)** kvarstår numret **1**.

12. Exempel på tillämpning

Välj **All** (Alla) i grupprutan **Replicates (Replikat)**.

Klicka på väl **A1** som sedan markeras med en röd kant.

Klicka på **Fill selection (Fyll urval)** och brunnen märks med den utvalda identifieringstypen.



Anmärkning

En enskilda brunn kan också fyllas genom att dubbelklicka på den.

Välj nu följande inställningar i dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)**:

I grupprutan **Identifiers (Identifierare)** välj **NC** (Negativ kontroll)

I rutan **Experimental group (Försöksgrupp)** kvarstår numret **1**.

I grupprutan **Replicates (Replikat)**, väljs **All** (Alla).

Börja vid brunn **B1**, klicka och dra musen till **C1**. Brunnarna **B1** till **C1** markeras sedan med en röd kant.

Klicka på **Fill selection (Fyll urval)** och brunnarna märks med den utvalda identifieringstypen.

Därefter måste kalibratorer (standarder) tilldelas brunnarna **D1** till **G2**. Välj följande inställningar i dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)**:

I grupprutan **Identifiers (Identifierare)** välj **ST (Standard)**.

I rutan **Experimental group (Försöksgrupp)** kvarstår numret **1**.

I grupprutan **Replicates (Replikat)**, välj mellan **Fix number (Fast nummer)** och **All (Alla)**.

Fix number (Fast nummer)

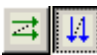
Aktiveras endast för standarder och prover där ID:n kan användas.

Om knappen **Fix number (Fast nummer)** är aktiv kan ett nummer skrivas in i motsvarande textfält. Detta nummer anger hur många replikat som är avsedda för denna metod. I de valda brunnarna skapas det angivna antalet replikat för varje ID. Därför måste antalet valda brunnar vara en multipel av det angivna antalet replikat.

All (Alla)

Alla valda brunnar definieras som replikat. Om ett befintligt ID-nummer för proverna och standarderna väljs, läggs de utvalda brunnarna till som replikat till

de befintliga replikaten. Med alla andra identifieringstyper läggs de utvalda brunnarna till som replikat till de befintliga replikaten.

Två pilknappar  anger riktningen för replikat och ID-nummersekvensens riktning (horisontell eller vertikal).

I det här exemplet, välj **Fix Number (Fast nummer)** och **2**.

I rutan **ID-Number (ID-nummer)** och i grupprutan **Replicates (Replikat)** välj **vertical arrows (vertikala pilar)**.

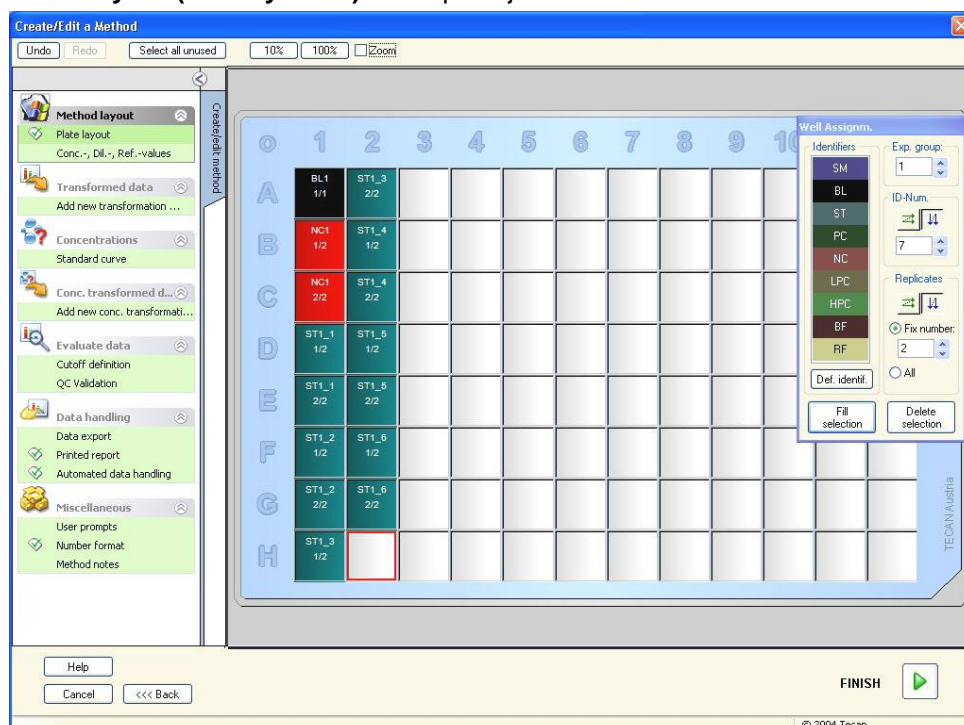
Välj sedan brunnarna D1 till G2 och klicka på **Fill selection (Fyll urval)**.



Anmärkning

Välj brunnarna enligt följande: Börja vid brunn D1, klicka och dra musen över de önskade brunnarna till H1. Håll sedan ner kontrolltangenten (Ctrl) och dra musen över de önskade brunnarna från A2 till G2.

Plate Layout (Plattlayouten) ser ut på följande sätt:



Klicka **Select all unused (Välj alla oanvända)** från verktygsfältet för att välja alla tomma brunnar på plattan. Håll sedan ner kontrolltangenten (Ctrl) och klicka på brunnen H12 så att den förblir blank och ommarkerad.

I dialogrutan **Well Assignment (Tilldelning av brunn)**, välj **SM (Sample) (Prov)** under **Identifiers (Identifierare)**.

I rutan **Experimental group (Försöksgrupp)** kvarstår numret **1**.

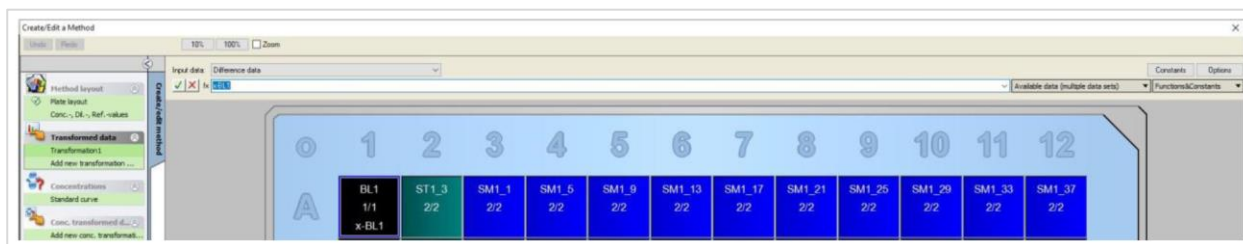
I grupprutan **Replicates (Replikat)**, välj **Fix number (Fast nummer)** och **2**.

I rutan **ID-Number (ID-nummer)**, lämna det som **1** och i grupprutan **Replicates (Replikat)**, välj **vertical arrows (vertikala pilar)**. Klicka sedan på **Fill selection (Fyll urval)**. Layoutdefinitionen är slutförd.

12. Exempel på tillämpning

Transformationer


I kontrollfältet till vänster i fönstret väljer du nästa alternativ, **Add new transformation... (Lägg till ny transformation)** från elementet **Transformed data (Transformerad data)**, för att definiera blankreducering.

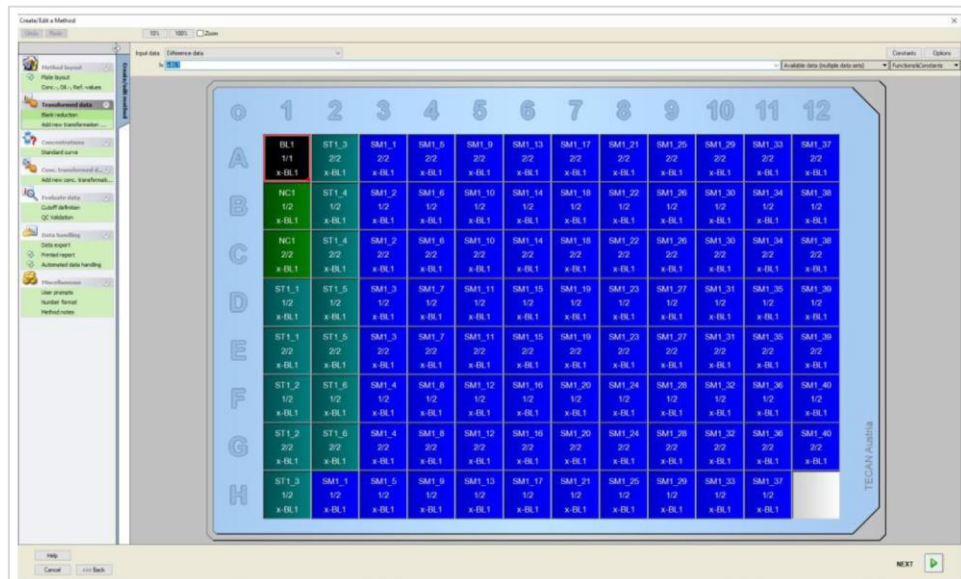


En dialogruta kommer att fråga dig om du vill definiera en blankreducering. Klicka på **Yes (Ja)**.

Välj **Difference Data (Differensdata)** i rutan **Input data (Indata)**. Som standard heter transformationen Transformation1 (se kontrollfältet). Om du tidigare har bekräftat definitionen av en blankreducering namnger programmet den automatiskt **Blank reduction (Blankreducering)**.

I rutan **Formula (Formel)** visas **x-BL1** automatiskt för denna blankreducering, där x refererar till det aktuella indatavärdet i en brunn och där BL1 är medelvärdet av de blanka brunnarna i försöksgrupp 1.

Välj nu hela plattan genom att klicka på  -tecknet i mikroplattans övre vänstra hörn och klicka på den gröna bocken bredvid formelfönstret för att tilldela transformationerna till brunnarna. För ytterligare detaljer och förklaringar om definitionen och tilldelningen av transformationer, se kapitel 4.3.5 Transformed data (Transformerad data): Lägg till ny transformation. Följande fönster visas:



I varje brunn visas följande information (exempel brunn A5):

SM1_9	Prov, försöksgrupp nummer 1, prov-ID nummer 4.
2/2	Antalet replikat är 2, det totala antalet replikat är 2.
x-BL1 eller 1.000	Tilldelad transformation x-BL1 (när Transformation är vald) eller spädningfaktor 1 (när Conc., Dil., Ref.-values är valda). (Koncentration/spädning/referensvärde)

Concentration / Dilution / Reference Value Definition (Definition av koncentration/spädning/referensvärde)

I kontrollfältet väljer du **Conc., Dil., Ref.-value (Konc., Dil., Ref.-värde)** från elementet **Metodlayout** för att definiera respektive värden enligt beskrivningen i testutrustningen.

Kalibrator 1	5 UA/ml
Kalibrator 2	10 UA/ml
Kalibrator 3	20 UA/ml
Kalibrator 4	40 UA/ml
Kalibrator 5	80 UA/ml
Kalibrator 6	160 UA/ml

Se till att **ST** väljs i listan **Select Identifier (Välj identifierare)**.

I listan **Identifier (Identifierare)**, visas en lista av standarderna Grupp 1 visas. I den motsvarande **Concentration (Koncentration)**-rutan **ST1_1** skriver du in siffran **5**, och i rutan **Unit (Enhet)** skriver du in UA/ml. I den motsvarande **Concentration (Koncentration)**-rutan **ST1_2** skriver du in siffran **10**. Enheten behöver bara definieras en gång och gäller då för alla standarder. Skriv in värdena för ST1_3 till ST1_6 på samma sätt.

Skärmen som visar plattlayouten och koncentrationen visas:

The screenshot shows the 'Create/Edit a Method' window. On the left, the 'Method layout' menu is open, and 'Conc., Dil., Ref.-values' is selected. Below it, a 'Select Identifier' dropdown is set to 'ST'. A small table lists identifiers and their concentrations:

Identifier	Conc.
ST1_1	5
ST1_2	10
ST1_3	20
ST1_4	40
ST1_5	80
ST1_6	160

The main area shows a 12x8 grid of wells. The columns are numbered 1-12, and the rows are lettered A-H. The wells contain the following data:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BL1	ST1_3 2/2 1	SM1_1 2/2 1	SM1_5 2/2 1	SM1_9 2/2 1	SM1_13 2/2 1	SM1_17 2/2 1	SM1_21 2/2 1	SM1_25 2/2 1	SM1_29 2/2 1	SM1_33 2/2 1	SM1_37 2/2 1	
NC1	ST1_4 1/2 1	SM1_2 1/2 1	SM1_6 1/2 1	SM1_10 1/2 1	SM1_14 1/2 1	SM1_18 1/2 1	SM1_22 1/2 1	SM1_26 1/2 1	SM1_30 1/2 1	SM1_34 1/2 1	SM1_38 1/2 1	
ST1_1	ST1_5 1/2 5	SM1_3 1/2 1	SM1_7 1/2 1	SM1_11 1/2 1	SM1_15 1/2 1	SM1_19 1/2 1	SM1_23 1/2 1	SM1_27 1/2 1	SM1_31 1/2 1	SM1_35 1/2 1	SM1_39 1/2 1	
ST1_2	ST1_5 2/2 5	SM1_3 2/2 1	SM1_7 2/2 1	SM1_11 2/2 1	SM1_15 2/2 1	SM1_19 2/2 1	SM1_23 2/2 1	SM1_27 2/2 1	SM1_31 2/2 1	SM1_35 2/2 1	SM1_39 2/2 1	
ST1_2	ST1_6 1/2 10	SM1_4 1/2 1	SM1_8 1/2 1	SM1_12 1/2 1	SM1_16 1/2 1	SM1_20 1/2 1	SM1_24 1/2 1	SM1_28 1/2 1	SM1_32 1/2 1	SM1_36 1/2 1	SM1_40 1/2 1	
ST1_2	ST1_6 2/2 10	SM1_4 2/2 1	SM1_8 2/2 1	SM1_12 2/2 1	SM1_16 2/2 1	SM1_20 2/2 1	SM1_24 2/2 1	SM1_28 2/2 1	SM1_32 2/2 1	SM1_36 2/2 1	SM1_40 2/2 1	
ST1_3	SM1_1 1/2 20	SM1_5 1/2 1	SM1_9 1/2 1	SM1_13 1/2 1	SM1_17 1/2 1	SM1_21 1/2 1	SM1_25 1/2 1	SM1_29 1/2 1	SM1_33 1/2 1	SM1_37 1/2 1		

Standardkurva

I kontrollfältet, klicka på **Standard curve (Standardkurva)** från elementet **Concentrations (Koncentrationer)** för att definiera lämplig standardkurva.

Följande är i provsatsbeskrivning:

Efter reduktionen för blanka ritas de optiska densiteterna (OD 492–OD 620) upp mot respektive koncentration. Den regressionslinje som går genom dessa punkter utgör standardkurvan.

12. Exempel på tillämpning

Välj **Blank reduction (Blankreducering)** som indata på fliken **Data**.

Standard curve

Data Analysis type Intercepts Axis Graph

Input data: Blank reduction

Standards from Layout
 Standards from ext. file: Select...
 Standards from experimental group:
 No Standard curve graph

Additional concentrations...

På fliken **Analysis type (Analystyp)**, välj linjär regression.

Standard curve

Data Analysis type Intercepts Axis Graph

Analysis Type

Point to point
 Linear regression
 Non-linear regression
 Cubic spline
 Akima

Data scaling: Lin(x)Lin(y)

Polynomial 2
 Four parameters
 Four parameters Marquardt
 Five parameters
 LogitLog

Include (0,0)
 Extrapolation factor: 1

More...

På fliken **Axis (Axel)**, definierar du märkningen och skalningen av axlarna enligt nedan:

The screenshot shows the 'Standard curve' software interface with the 'Axis' tab selected. The X-axis settings are: Label: Concentration [UA/mL], Color: Black, Log. Scaling: unchecked, Auto select range: selected, Range: unselected, Grid: checked, Color: Grey, Style: Solid. The Y-axis settings are: Label: Blank reduction, Color: Black, Log. Scaling: unchecked, Auto select range: selected, Range: unselected, Grid: checked, Color: Grey, Style: Solid.

På fliken **Graph (Diagram)** kan du göra inställningar för diagramrubrik, kurvor, teckensnitt samt diagramvisning.

The screenshot shows the 'Standard curve' software interface with the 'Graph' tab selected. The Title is 'IgM ELISA'. The Curves section shows a curve labeled 'Grp. 1' with a red color, blue square symbol, and medium size. The Font is set to 'Small'. The Display... section has checkboxes for Legend, Base points, Intercepts, and Error bars, all of which are checked.

12. Exempel på tillämpning

Define Cutoffs (Definiera cutoffs)

Välj **Cutoff definition (Definition av cutoff)** i kontrollfältet från elementet **Evaluate data (Utvärdera data)** för att definiera gränserna för den kvalitativa utvärderingen.

Provsatsbeskrivningen innehåller följande instruktioner:

Tolkning av testresultaten:

IgM < 18 UA/ml	Negativ
18 UA/ml <= IgM < 22 UA/ml	Gränsfall
IgM >= 22 UA/ml	Positiv

Använd följande procedur för att definiera lämpliga cutoffs:

I rutan **Ingångsdata** väljer du **Medelkoncentration. (UA/m)**.

Tabellen **Cutoffs** representerar en skala som visar höga respektive låga änden för **Limits (Gränser)** och **Labels (Benämningar)**. I **Limits (Gränser)**, skriv in 22 som det första (högre) gränsvärdet och 18 som det andra (lägre) gränsvärdet.

I **Labels (Benämningar)**, skriver du in de olika testtolkningarna (**Positive (Positiv)**, **Intermediate (Gränsfall)** och **Negative (Negativ)**) i respektive ruta.

Använd färgpaletten för att tilldela en färg:

Positiv – Röd

Gränsfall– Blå

Negativ – Grön

Skärmen innehåller följande:

Klicka på **Cutoff results selection (Urval Cutoff-resultat)** för att välja de identifieringstyper för vilka Cutoff-resultaten ska visas.

Define QC Validations (Definiera QC-valideringar)

Klicka på **QC Validations (QC-valideringar)** i kontrollfältet från elementet **Evaluate data (Utvärdera data)**. Kriterierna för valideringen definieras så att giltigheten hos testresultaten kan garanteras.

I detta exempel måste följande krav vara uppfyllda:

Den beräknade IgM-koncentrationen hos båda negativa kontroller måste vara mindre än 8 UA/ml.

I rutan Input data (Indata) välj **Single conc. (Enstaka koncentration) (UA/ml)**.

På den första raden skriver du **NC1_1<8** eller ange formeln med hjälp av de tillgängliga **variabler, operatörer och funktioner**.



Anmärkning

NC1_1 betyder negativ kontroll för försöksgrupp 1, replikat 1.

På andra raden skriver du in **NC1_2<8**.

Dialogrutan **QC Validations (QC-valideringar)** visas enligt följande:

Validation Conditions	
1	NC1_1<8
2	NC1_2<8
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Formula input

Variable: BL1 Operators: + Functions: and

Organisera utskriven rapport

Klicka på **Printed report (Utskriven rapport)** i kontrollfältet från elementet **Data handling (Datahantering)**. Följande skärm visas:

Printed report

Data selection Page setup Header Footer

Print as: List Matrix

You can use drag & drop to create a report. Pick an item from the available data list and drag it into the selected data list. Drop it into the appropriate position inside the report.

Available data:

- Instrument data
- Reduced data
 - Difference data
 - Difference data - Mean
 - Difference data - Standard de
 - Difference data - Variation co
- Transformed data
- Concentrations
- Qualitative Results
- Sample IDs
- Method layout
- QC Validation criteria
- Measurement parameters
- Remarks
- Error protocol
- Audit Trail
- Signature

Selected data:

- Data Collection
- Measurement parameters
- Matrix
- Difference data

Buttons: Insert, Append, Up, Down, Properties..., Remove, Remove all

På fliken **Data selection (Dataurval)**, finns alla data som är tillgängliga för rapporten i rutan **Available data (Tillgängliga data)**. Med hjälp av knapparna **Insert and Append (Infoga och bifoga)**, kan data överföras till rutan **Selected data (Utvalda data)**. Du kan även flytta data genom att klicka och dra med musen.

12. Exempel på tillämpning

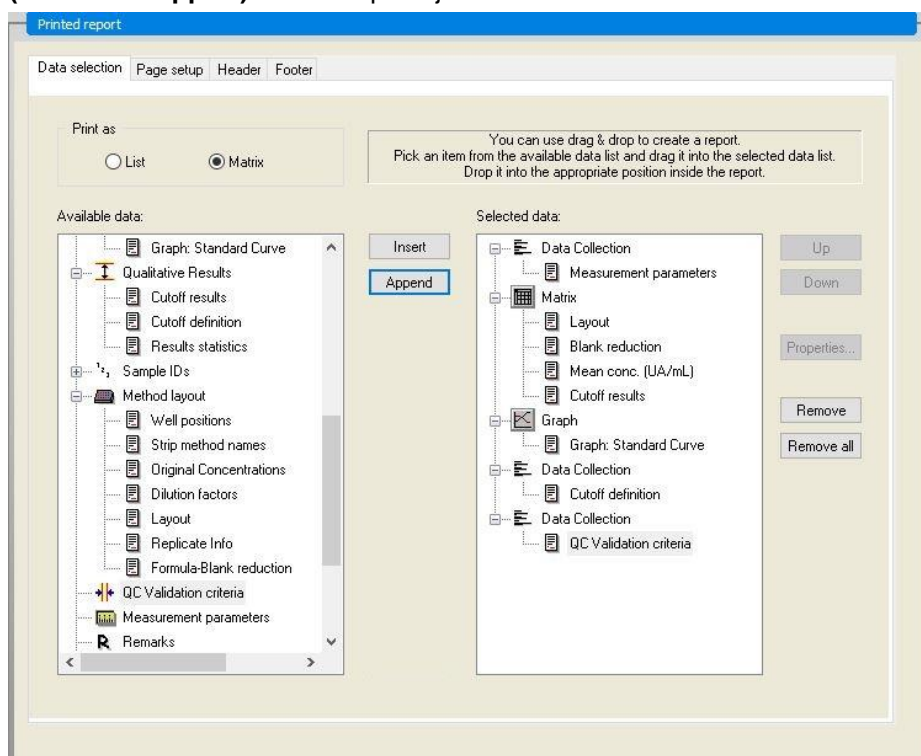
I rutan **Print as (Skriv ut som)** kan du välja mellan att skriva ut data i form av en matris eller som en lista med en specifik orientering.

I det här exemplet bör en rapport med mätparametrar, plattlayout, blanka värden, standardkurva, IgM-koncentrationer, definition av cutoff, kvalitativa resultat av proverna och valideringar skapas.

Innan rapporten skapas, ska standardinställningen **Matrix Difference data (Differensdata i matris)** tas bort från rutan **Selected data (Utvalda data)** rutan. Därefter återstår endast **Measurement parameters (Mätparametrar)** i rutan **Selected data (Utvalda data)**.

Välj **Method layout (Metodlayout)/Layout** i rutan **Available data (Tillgängliga data)** och bifoga den som en matris till rapporten genom att klicka på **Append (Bifoga)**. Infoga därefter **Blank reduction (Blankreducering)**, **Mean conc. (Medelkoncentration) (UA/ml)** samt **Cutoff results (Cutoff-resultat)** i denna matris genom att välja de motsvarande elementen och sedan klicka på **Insert (Infoga)**.

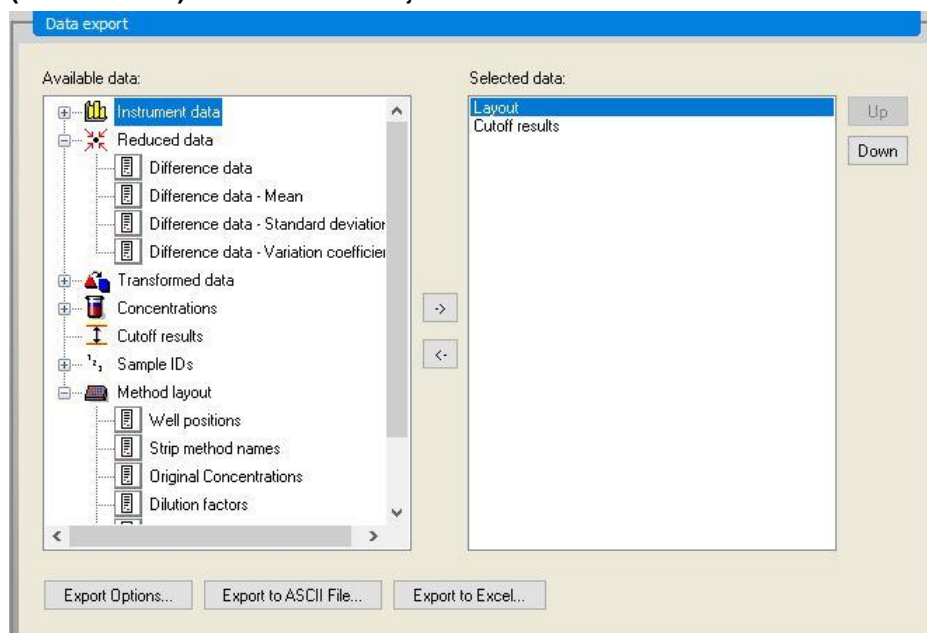
Append Graph (Bifoga diagram): Standardkurva, definition av cutoff och Kriterier för QC-validering till de utvalda data. Därmed är dataurvalet och förberedelsedelen av rapportdefinitionen slutförd. Dialogrutan **Printed Report (Utskriven rapport)** ska se ut på följande sätt:



På flikarna **Header (Sidhuvud)** och **Footer (Sidfot)** definierar du layouten för rapportens sidhuvud och sidfot (se kapitel 4.3.13 Datahantering: Utskriven rapport för mer information).

Data Export (Dataexport)

Klicka på **Data export (Dataexport)** i kontrollfältet från elementet **Data handling (Datahantering)**. I detta exempel ska layout samt de cutoff-resultaten sparas som en ASCII-fil. Välj **Layout** och **Cutoff-resultaten** från fönstret **Available data (Tillgängliga data)**. Klicka på → pilen för att infoga dem i fönstret **Selected data (Utvalda data)**. Skärmen visar följande information:

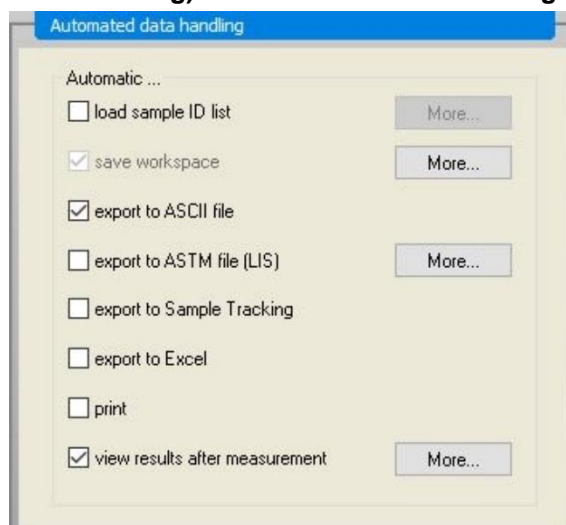


Anmärkning

Data som exporteras bör alltid innehålla layout eller prov-ID.

Automated Data Handling (Automatiserad datahantering)

I kontrollfältet väljer du **Automated Data Handling (Automatiserad datahantering)** från elementet **Data handling (Datahantering)**.



Välj **export to ASCII file (exportera till ASCII-fil)**, och **view results after measurements (visa resultat efter mätningar)**. I **magellan Tracker** är **Save Workspace (Spara arbetsyta)** vald som standard och kan inte ändras.

12. Exempel på tillämpning

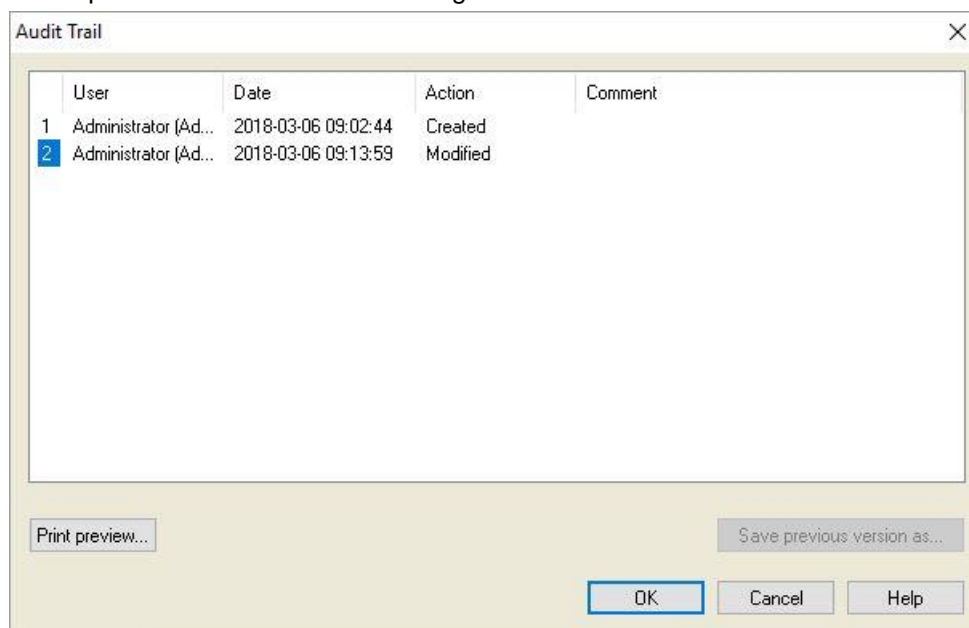
Spara metoden

Klicka på **Next (Nästa)** för att öppna fönstret **Save as (Spara som)**. Ange ett filnamn för metoden och fyll i övriga fält vid behov.

Textfältet Filename (Filnamn)	Ett filnamn måste anges. Ett standardfilnamn föreslås automatiskt, men detta kan ändras.
Fältet File remarks (Filkommentarer)	De kommentarer som anges här kommer att sparas och visas tillsammans med filnamnet.
Textfältet Audit trail comment (Audit trail kommentar)	De kommentarer som anges här kommer att sparas i Audit trail. Detta alternativ är bara tillgängligt i magellan Tracker .
Knappen Audit trail...	Dialogrutan Audit Trail visas. Detta alternativ är bara tillgängligt i magellan Tracker .
Knappen Organize Favorites... (Organisera favoriter)	Dialogrutan Organize Favorites (Organisera favoriter) visas. (Se kapitel 6.4 Start Favorite (Starta Favorit) – Organize Favorites (Organisera favoriter)).
Knappen Signatures... (Underskrifter)	Dialogrutan Signature (Underskrift) visas. Detta alternativ är bara tillgängligt i magellan Tracker .
Method password (Lösenord för metod)	Ange ett lösenord för metoden om du vill skydda den metod som ska sparas (se kapitel 4.4.1 Lösenordsskydd av metoder).
Kryssrutan Run this method now (Kör denna metoden nu)	Metoden körs omedelbart efter att du har avslutat guiden.

Audit Trail

Klicka på **Audit Trail** för att visa dialogrutan **Audit Trail**:

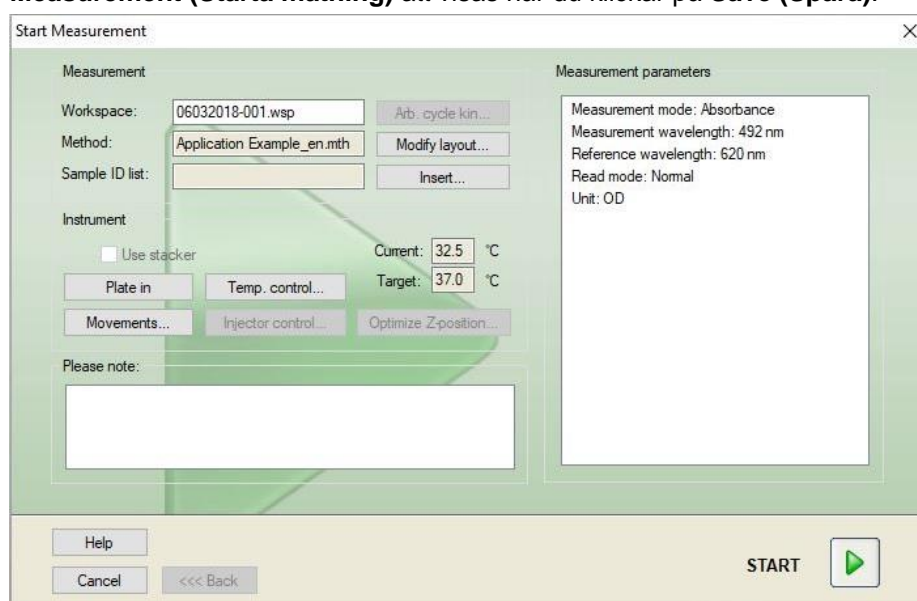


Audit trail visar en lista över alla ändringar som gjorts i metoden. Varje inmatning består av användaren (namn och fullständigt namn), datum och tid för ändringen, om filen skapades eller ändrades och eventuella kommentarer till audit trail.

Klicka på **Print Preview... (Förhandsgranskning av utskrift)** för att få en förhandsvisning av filen. För att jämföra en metod med tidigare versioner måste en utskrift göras, eftersom två fönster för förhandsgranskning av utskrift inte kan öppnas samtidigt.

12.1.3 Kör metoden

Om du har valt **Run this method now (Kör denna metod nu)** i dialogrutan **Save as (Spara som)** i **Create/edit a method wizard (Guiden Skapa/redigera en metod)**, kommer dialogrutan **Start Measurement Wizard/Start Measurement (Starta mätning)** att visas när du klickar på **Save (Spara)**.



Klicka på **Start** för att starta mätningen. Nu skapas automatiskt en arbetsyta som innehåller all tidigare angiven information, och som kommer att samla upp alla

12. Exempel på tillämpning

mätvärden. Under tiden som mätningen pågår visas en statusruta som indikerar hur mätningen fortskrider.

När mätningen har slutförts visas dialogrutan **Results (Resultat)**, i vilken alla resultat och beräkningar visas.

12.1.4 Evaluate the Result (Utvärdera resultat)

Evaluate results (Utvärdera resultaten) gör det möjligt för dig att visa och utvärdera rådata. Du kan se utvärderingsparametrarna och utvärdera data på nytt.

Det här avsnittet guidar dig genom guiden **Evaluate results (Utvärdera resultat)** med hjälp av den exempelarbetsytan som skapats genom att köra den kvantitativa ELISA-metoden.



Anmärkning

Exempelfiler visas automatiskt i metodlistan i magellan Standard. Dessa filer finns tillgängliga för magellan Tracker i standarddatasökvägen för data och måste konverteras.

Klicka på Evaluate results (Utvärdera resultat) genom dialogrutan Wizard List (Guide-lista).

När du klickar på **Next (Nästa)** på sidan **Welcome (Välkomstsidan)** av guiden **Evaluate Results wizard (Guiden Utvärdera resultat)** visas dialogrutan **Select a file (Välj en fil)**.

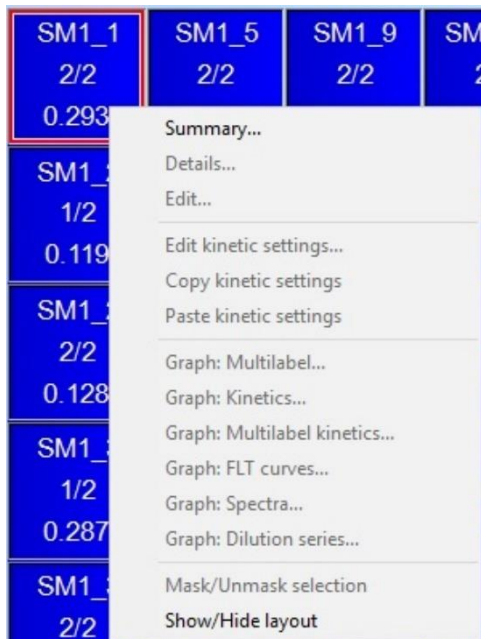
Välj arbetsytan **Quantitative Elisa example_Sunrise.wsp** i fillistan och klicka på **Make your selection (Gör ditt val)**. Beräkningarna utförs och följande fönstret plattlayout visas:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	SM1_1	SM1_2	SM1_3	SM1_4	SM1_5	SM1_6	SM1_7	SM1_8	SM1_9	SM1_10	SM1_11	SM1_12
B	SM1_13	SM1_14	SM1_15	SM1_16	SM1_17	SM1_18	SM1_19	SM1_20	SM1_21	SM1_22	SM1_23	SM1_24
C	SM1_25	SM1_26	SM1_27	SM1_28	SM1_29	SM1_30	SM1_31	SM1_32	SM1_33	SM1_34	SM1_35	SM1_36
D	SM1_37	SM1_38	SM1_39	SM1_40	SM1_41	SM1_42	SM1_43	SM1_44	SM1_45	SM1_46	SM1_47	SM1_48
E	SM1_49	SM1_50	SM1_51	SM1_52	SM1_53	SM1_54	SM1_55	SM1_56	SM1_57	SM1_58	SM1_59	SM1_60
F	SM1_61	SM1_62	SM1_63	SM1_64	SM1_65	SM1_66	SM1_67	SM1_68	SM1_69	SM1_70	SM1_71	SM1_72
G	SM1_73	SM1_74	SM1_75	SM1_76	SM1_77	SM1_78	SM1_79	SM1_80	SM1_81	SM1_82	SM1_83	SM1_84
H	SM1_85	SM1_86	SM1_87	SM1_88	SM1_89	SM1_90	SM1_91	SM1_92	SM1_93	SM1_94	SM1_95	SM1_96

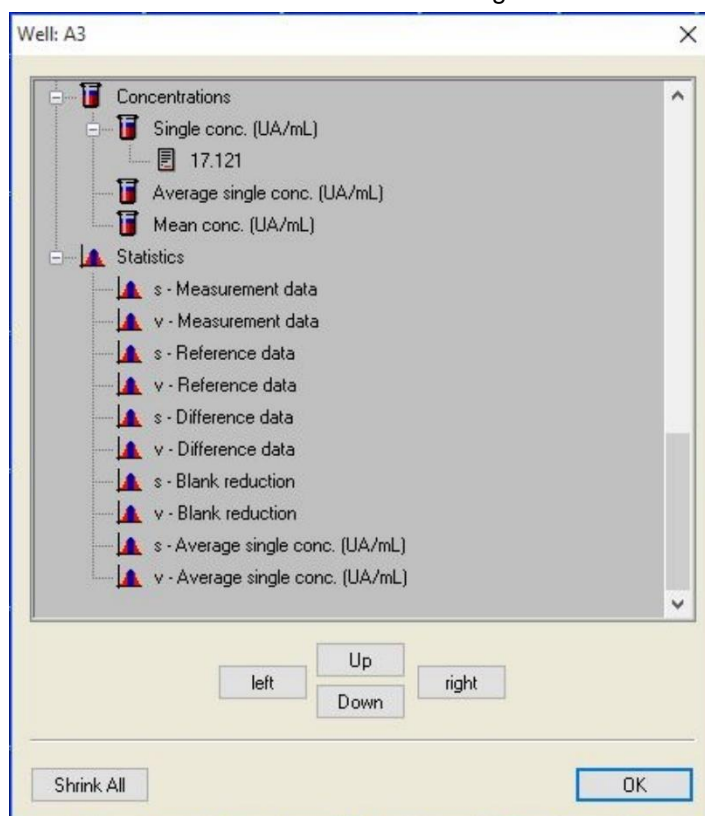
I varje enstaka brunn visas det beräknade värdet. Fönstret plattlayouten ändras på motsvarande sätt, beroende på det valda elementet i kontrollfältet.

Parametrar och inställningar kan ändras med hjälp av elementen i kontrollfältet. Om metoden ska ändras, klicka på fliken **Edit method (Redigera metod)**.

Klicka i brunnen med höger musknapp och en sammanhangsberoende meny visas:



Om du väljer **Summary (Sammanfattning)** visas följande fönster med detaljerad information om definitionen och inställningarna för den valda brunnen:



Klicka på **Finish (Slutför)** i fönstret plattlayout och **Save as (Spara som)** visas, där du kan ange ett filnamn och kommentarer. Klicka på den lilla **Save (Spara)**-knappen till vänster i fönstret för att spara filen. Du kan fortsätta arbeta med metoden eller arbetsytan. Klicka på knappen **Save (Spara)** till höger längst ner på skärmen för att spara filen och stänga guiden. Programmet går tillbaka till guide-listan.

12.1.5 Sammanfattning av definitionen av kvantitativ ELISA i magellan

1. Dra bort blanka värden

Definitioner i magellan

Klicka på **Add new transformation (Lägg till ny transformation)** i kontrollfältet och ett fönster kommer att fråga dig om du vill definiera en **Blank reduction (Blankreducering)**. Klicka på **Yes (Ja)** och formeln **Blank reduction (Blankreducering)** tilldelas automatiskt alla brunnar.

2. Definiera koncentrationer

Definitioner i magellan (Kontrollfält – Method layout/ Conc., Dil., Ref-values) (Metodlayout/Koncentration/spädning/referensvärde)

Utvald identifierare: ST

Enhet: UA/ml

ST1_1	5	(ST1_1.....Standard 1 första försöksgrupp)
ST1_2	10	(ST1_2.....Standard 2 första försöksgrupp)
ST1_3	20	(ST1_3.....Standard 3 första försöksgrupp)
ST1_4	40	(ST1_4.....Standard 4 första försöksgrupp)
ST1_5	80	(ST1_5.....Standard 5 första försöksgrupp)
ST1_6	160	(ST1_6.....Standard 6 första försöksgrupp)

3. Definiera standardkurva

Definitioner i magellan (Kontrollfält – Concentrations/ Standard curve) (Koncentrationer/Standardkurva)

Indata	blankreducering
Analystyp	linjär regression
X-axel	linjär
Y-axel	linjär

4. Define Cutoffs (Definiera cutoffs)

Definitioner i magellan (Kontrollfält – Evaluate data/ Cutoff definition) (Utvärdera data/Definition av cutoff)

- Indata: Mean conc. (UA/ml)

Gränser 22

18

Positiv >=22 >intermediär >=18 >negativ

Icke-kompetitivt test#

5. QC Validation (QC-validering)

Definitioner i magellan (Kontrollfält – Evaluate data/ Cutoff definition) (Utvärdera data/Definition av cutoff)

- Indata: Single conc. (UA/ml)

Valideringsvillkor 1 NC1_1 < 8

Valideringsvillkor 2 NC1_2 < 8

NC1_1.....Negativ kontroll första replikat första försöksgruppen

NC1_2.....Negativ kontroll andra replikat första försöksgruppen

13. Ordlista med termer

Term	Definition
Average single conc. (???)	Koncentrationen beräknad genom att använda medelvärdet av de enstaka koncentrationerna.
Basis OD	Kinetisk parameter: Bas OD-värde för beräkningen av starttiden
Basis OD %	Kinetisk parameter: Bas OD-värde för beräkningen av starttiden i %
Urklipp	Urklipp är det medium genom vilket program i Windows utbyter data med varandra. Data kan väljas i ett Windows-program genom att klippa eller kopiera den till urklipp och sedan läggas till i ett annat program genom att klistra in den från urklipp.
Korrelationskoefficient	Korrelationskoefficienten anger styrkan och riktningen av ett linjärt samband mellan två slumpmässiga variabler.
Cutoff-gräns	Med hjälp av Cutoff-gräns kan användaren definiera gränserna mellan två tillstånd (t.ex. positivt eller gränsfall). Dessa kriterier används vid utvärderingen av resultaten.
Cutoff-resultat	Namnet på det cutoff-intervallet som värdet ligger inom enligt definitionen under definition av definition
Definiton av cutoff	Definition av alla cutoff-intervall och beräknade gränser
Spädningsfaktorer	Definierade spädningsfaktorer för proverna och kontrollerna. En spädningsfaktor på 2 motsvarar en spädnings 1:2.
Spädningsserie	Ett prov med replikat i olika spädnings.
Anpassningsgrad	1 minus de genomsnittliga relativa kvadratiske avvikelserna för baspunkterna från kurvan.
Diagram	Diagram kan visas för kinetiska mätningar, enzymkinetik, mätningar med multipla inmärkning, spädningsserier eller standardkurvor.
Dold	Visas om brunnsdata döljs vid utskrift
HUID	H ardware U nit I dentification Number (Identifikationsnummer för maskinvara)
IC50	Den spädnings/koncentration som resulterar i 50 % av det maximala responsen
Ogiltig	Värdet är ogiltigt, ingen beräkning möjlig
Graph: Kinetic	Diagram över kinetiska mätningar
Lamp Low	Inga värden från mätningen på grund av fel i absorbansinstrumentet.
Layout, Plattlayout	Definierar var prover eller kontroller placeras på mikroplattan.
Max. slope OD/hr	Kinetisk parameter: Maximal lutning av de kinetiska kurvorna per timme.
Max. slope OD /min	Kinetisk parameter: Maximal lutning av de kinetiska kurvorna per minut.
Max. slope OD /sec	Kinetisk parameter: Maximal lutning av de kinetiska kurvorna per sekund.
Maximum OD	Kinetisk parameter: Maximala värdet för de kinetiska kurvorna
Mean slope OD /hr	Kinetisk parameter: Genomsnittlig lutning av kinetiska kurvorna per timme

13. Ordlista med termer

Term	Definition
Mean slope OD /min	Kinetisk parameter: Genomsnittlig lutning av kinetiska kurvorna per minut.
Mean slope OD /sec	Kinetisk parameter: Genomsnittlig lutning av kinetiska kurvorna per sekund.
Mean. conc (???)	Koncentration beräknad från medelvärdet av replikat av indata.
Mätdata	Absorbansmätning med dubbla våglängder: Data som mäts med hjälp av mätfiltret
Mätparameterar	Definierar mätläge, våglängd, plattstorlek, skakning osv.
Mättyp	Mättypen kan vara slutpunktsmätning, kinetisk mätning, mätningar med multipla inmärknings eller kinetisk mätning i brunn.
Method (Metod)	Metoderna innehåller mätparametrarna och utvärderingsdefinitionen. När du kör en metod öppnas en arbetsyta som innehåller de uppmätta och beräknade data.
Minimum OD	Kinetisk parameter: Minsta värde för de kinetiska kurvorna
MultPt	Standardkurvan är inte monoton och ger mer än en koncentration vid givna indata.
NoCalc	Inget värde har returnerats från beräkningen.
Ursprungliga koncentrationer	Koncentrationer i den standardkurva som definieras i metoden.
Pipetteringsstatus	Om en prov-ID-lista importerar från ett pipetteringsprogram kan pipetteringsstatusen visas.
QC-validering	Kriterierna för QC-validering definieras i metoden och anger om en mätning är giltig eller ogiltig. Kriterierna kan till exempel ange om mätvärdena ligger för långt ifrån varandra eller om de avviker för mycket från ett förväntat värde. Programmet varnar automatiskt användaren om kriterierna inte uppfylls.
Rådata	Data som mäts av instrumentet.
Referensdata	Absorbansmätning med dubbla våglängder: Data som uppmäts med referensfiltret
Resultatstatistik	Sammanfattning av antalet värden i de olika cutoff-intervallerna.
Sample ID List (Prov-ID-lista)	Prov-ID:n tilldelas varje brunn på grund av att den tillhörande sonden kan identifieras. ID:n är vanligtvis streckkoder som importerar från prov-ID-listor som lagras av ett pipetteringsprogram.
Prov-ID:n	ID:n för proverna
Single. conc (???)	Koncentration beräknad från indata för varje replikat
Test	I tidigare versioner innehöll ett test utvärderingsinställningarna men inte mätparametrarna. Tester stöds inte längre i magellan och ersätts av mer kraftfulla metoder.
Time Basis OD	Kinetisk parameter: Tid till dess att basvärdet har uppnåtts
Time Basis OD %	Kinetisk parameter: Tid tills basvärdet % har uppnåtts
Time Basis to Onset OD	Kinetisk parameter: Tid mellan basvärde och startvärde
Time Basis to Onset OD %	Kinetisk parameter: Tid mellan basvärdet och startvärdet %
Time max. slope sec	Kinetisk parameter: Kinetisk parameter: Tidpunkt för den maximala lutningen
Time maximum OD	Kinetisk parameter: Tid till dess att det maximala värdet har uppnåtts

Term	Definition
Time minimum OD	Kinetisk parameter: Tid till dess att minimivån är uppnådd
Time Onset OD	Kinetisk parameter: Tid till dess att det definierade startvärdet har uppnåtts
Time Onset OD %	Kinetisk parameter: Tid till dess att den definierade starttiden i % har uppnåtts.
Tidpunkter	Tidsstämplar för de enstaka mätningarna i en kinetisk mätning.
Ej tillgänglig	De begärda data är inte tillgängliga.
Oanvänd	Inga data uppmätt; ingen layout definierad i denna brunn.
Användarprompt	Användarprompter är referenser som ställs in i metoden. De visas före mätningen och användaren måste lägga till text i dem. Denna text kommer sedan att ingå i en utskrift.
Valideringskriterier	Sammanfattning av resultaten av valideringsvillkoren
Brunnsposition	Brunnens namn, till exempel: A1, A2, ...
Workspace (Arbetsyta)	Alla tillgängliga data i programmet finns i arbetsytan, t.ex. mätdata, utskriftsdefinitionen och metoddefinitionen. Arbetsytan används för att ladda in metoder och utföra mätningar.
!	Föregår värden som har eliminerats under beräkningen
#	Föregår koncentrationvärden som har beräknats med hjälp av extrapolering och som ligger utanför standardkurvas intervall
()	Parenteser omger värden som har dolts.
*	En asterisk markerar värden som har uppmätts med alternativet "Use gain regulation" (Använd förstärkningsreglering), som korrigerar (= sänker) förstärkningen.
??? – Mean	Beräknade medelvärden (till exempel: Rådata – medelvärde)
??? – Standard deviation s - ???	Beräknade standardavvikelser (till exempel Rådata – Standardavvikelse eller s – Rådata)
??? – Variation coefficient v - ???	Beräknade variationskoefficienter (till exempel: Rådata – Variationskoefficient eller v – Rådata)
~	Läggs till värden som har redigerats eller simulerats.
<Min	Den beräknade koncentrationen är lägre än det minsta
>Max	Den beräknade koncentrationen överskrider det maximala
<Blank>	Utskriven rapport: Infoga en tom matris eller tabellutskrift
<Page break>	Utskriven rapport: Skriv ut nästa element på nästa sida
<Separator>	Utskriven rapport: Skriv ut en linje mellan två element
x	Symbol x hänvisar till det aktuella värdet i en brunn.
concX	Symbolen concX avser koncentrationen av standarden i den aktuella brunnen.
dilX	Symbolen dilX avser spädningen av provet eller kontrollen i den aktuella brunnen.
'???'	Tillgänglig dataset om fler än ett set indata ska användas för beräkningarna.

13. Ordlista med termer

Term	Definition
[]	Index anger de olika cyklerna i en kinetisk mätning, medan [0] anger den första cykeln.
*	Asterisken markerar identifierare som har sätts som alias.

Register

A			
abs(argument)	181		
Akima	193		
Alternativ för E-postmeddelande	162		
Alternativ för kopiering/export	150		
Ä			
Ändra lösenord	24		
A			
Ansluta ett instrument	24		
Använd fördefinierad metod	105, 107		
Användaradministration			
Alternativ	160		
Användaradministration (magellan Tracker)			
Ändra användare	164		
Inloggning	164		
Användargränssnitt	17		
Användarprompt	82		
Användarrättigheter	165		
Användarrättigheter (magellan Standard)	165		
Arbitrar kinetikcykel	110		
arean under den kinetiska kurvan	58		
Arkivfiler	141		
Assign Alias	40		
ASTM filexport	81		
ASTM-fil	80, 82		
Audit Trail	171		
Audit trail för användaradministration	159		
Autofyll urval	92		
Automatiserad datahantering	78		
Automatisk arkivering	143		
avg(argument)	182		
B			
Beräkna på nytt med en annan metod	124		
Beräkningar			
Reducering av spektradata	176		
Beräkningar	175		
Beräkningar	175		
Bifoga underskrift	139		
C			
calcAlways(argument)	187		
Context Sensitive Menu of a Well of			
Evaluate Results Tab			
Summary of a well	40		
countDeleted(arg1; arg2)	185		
Cutoff	65		
Cybersäkerhet	16		
D			
Dataexport	68		
Datahantering	68		
Definiera en ny identifierare	45		
Definiera en plattlayout	42		
Definiera filterhållare	32		
Definiera konstanter	56		
Definiera utvärdering	39		
Definition av ASTM-avgränsare	80		
Diagram för enzymkinetik	127		
Diagram för standardkurva	130		
Diagram med multipla inmärknings	134		
Dialogrutan Spektra	136		
Dialogrutan Välkommen	22		
Driftskvalificering OQ	13, 16		
E			
eliminate (arg1; arg2; arg3; arg4)	184		
eliminatePerc (arg1; arg2; arg3; arg4)	184		
eliminateRange (arg1; arg2; arg3; arg4)	185		
eller – logiskt uttryck	180		
Enzymkinetik	59		
Erhålla rådata	105, 106		
Exempel på kvantitativ ELISA	199		
Exempel på tillämpningar	199		
exp(argument)	181		
Export av ASCII-fil	120		
Export av ASTM-fil	78, 80, 119, 120		
Export av ASTM-fil (LIS)	120		
Export av ASTM-filer	120		
Export av Excel	120		
Export av metod	120		
Exportera			
till ASCII	71		
till Excel	72		
Exportera till LIS	80		
F			
Fem parametrar – Marquardt	196		
Filhantering	172		
Filtyper som används med magellan	19		
Fliken Kopiera	150		
Fliken Övrigt	153		
Fliken Plattvy	151		
Fliken Sökvägar	149		
Fönster plattlayout	125		
Fönstret plattlayout	40		
Förflyttning			
plattållare, filterhållare	31		
Förhandsgranskning av utskrift	120		
Formel	177		
Andra funktioner	187		
Eliminationsfunktioner	184		
Funktioner	180		
Grundläggande funktioner	181		
Hur man skriver en formel	177		
Logiska uttryck	180		
Spektrafunktioner	187		
Statistiska funktioner	182		
Variabler	177		
frac(argument)	181		
Fyra parametrar	195		
Fyra parametrar – Marquardt	196		
G			
Genvägslista	22		
Godkännande	140		
Granskning	140		
Guide			
Standardelement	21		
Guide-lista	17		
Guiden Registrera	170		
Guiden Skapa/redigera en prov-ID-lista	87		
H			
HUID	14, 27, 172		

Register

I

ICx-beräkning.....	49
identifierare	45, 46
if(...) then(...) else(...) – logiska uttryck	180
ignore().....	187
Ikonen Övrigt.....	141
Alternativ	148
Ikoner	18
Importera en prov-ID-lista.....	95
Importera rådata.....	144
Importera/redigera en prov-ID-lista	89
In(argument).....	181
Infoga en prov-ID-lista	112
Information om magellan.....	170
inloggning.....	164
Inloggning.....	24
Inloggningar	
misslyckade	160
Installation	
Programvara.....	12
Installationskvalificering	13
Inställningar för ASTM-export.....	81
Inställningar för plattvy	151
Inställningar för prov-ID-lista	88
Instrumentkontroll.....	31
Instrumentdata	126
int(argument).....	181
isInvalid().....	187

K

Kinetiska diagram.....	135
Kinetiska mätningar.....	38
Kinetiska parametrar	127
Kinetiska transformationer.....	60, 65
Klistra in från ASCII-format.....	124
Klistra in i ASCII-format	94
Knappen Hjälp.....	21
Kompatibilitet med läsare.....	12
Komponenter och termer.....	19
Koncentration, spädning och referensvärden.....	47
Koncentrationer	128
Konvertera dokument.....	145
Konvertera från	146
Konvertera till	145
Kopiera i ASCII-format	124
Kopiera till Excel.....	124
korrelationskoefficient	196, 197
Kriterier för filval	116
Kubisk spline	192
Kvalitativa resultat	132

L

Lägg till HUID	172
Lägg till ny transformation	53
Lägg till/ändra användare (magellan Standard)	164
Lägg till/ändra användare (magellan Tracker).....	156
Lägg till/ändra roll.....	158
Lås program.....	160
Levenberg-Marquardt-algoritmen.....	196
Levenberg-Marquardt-metoden.....	196
Levy-Jennings-diagram	121
lg(argument).....	181
Licensiera magellan	27
Log(argument).....	181
Logiska uttryck	
eller.....	180
if(...) then(...) else(...)	180
och	180

Lösenord

Alternativ	161
Lutning	56

M

magellan Standard	12
magellan Tracker	12
Mapphantering	20
Mätning med multipla inmärknings för absorbans..	37
Mätningar med multipla inmärknings	36
Mätparametrar.....	34
Mätparametrar.....	34
Mätstatus.....	113
Mättyper - SUNRISE	35
max(argument).....	183
maxAvg(argument).....	183
mean(argument).....	182
median(argument)	182
medianPlate()	182
Menyer i fliken Utvärdera resultat.....	119
Metodanteckningar.....	83
Metoder med flera plattor	85
Metodlayout.....	132
min(argument).....	183
Min./Max.....	58
minAvg(argument).....	183
Misslyckade inloggningar	160

N

Nummerformat	83
--------------------	----

O

och – logiska uttryck.....	180
Operation Qualification OQ	16
Ordlista med termer.....	217
Organisera favoriter	107
Översikt över arbetsyta	117
Övrigt i fliken Utvärdera resultat	132

P

Plattlayout	42
PointwiseCV(argument)	183
Programmet låst.....	24
Programvara	
Avinstallation	15
Installation	12
Prov-ID	132
Prov-ID-lista	
importera	88, 95

Q

QC platta-till-platta	68, 121
QC-validering	67, 132

R

Redigera användarprompt.....	109
Redigera brunn	92
Redigera konstanter	109
Reducerade data.....	126
Reducering av kinetiska data	56
Reducering av spektradata	50, 176
Registreringsformulär	29
round(argument)	181

S

Sammanfattning av användaradministrationen	162
Sammanfattning av brunn	93

Sammanhangsberoende meny för en brunn i fliken Utvärdera resultat.....	132	Systemåterställning	14
Detaljer	133	T	
Dialogrutan Diagram-kinetik.....	135	Teckensnitt för utskrift.....	120
Dialogrutan Diagram-multipla inmärkningsar.....	134	Temperature Control	19, 111
Dialogrutan Diagram-Spektra	136	Temperaturkontroll	31
Dialogrutan Redigera	134	Testa e-post.....	162
Sammanfattning av en brunn.....	132	Tilldela alias.....	45
Särskilda karaktärer.....	126	Tillgängliga data	59
Signera en fil.....	139	Tillverkare	2
Skapa/redigera en metod	33	Transformerad data	127
Skriv ut	120	Typer av analys av standardkurvor.....	189
Skrivarinställningar	120	U	
Slutpunktsmätningar.....	37	Underskrift	139
SMTP-server	162	Godkännande	140
Spädningsserie.....	131	Granskning	140
Spara de utvärderade resultaten	138	Ursprungliga lösenord	24
Spara metoden	83	Utskriven rapport	73
Spara prov-ID-listan.....	103	Utvärdera data.....	65
Spektrum för en skanningsmätning	136	Utvärdera resultat	115, 138
sqr(argument).....	181	V	
sqrt(argument).....	182	Viktning	
Standardelement	21	Anpassning med fyra/fem parametrar – Marquardt/polynomanpassning.....	197
Standardkurva	60, 128	W	
Standardsökvägar	149	Weighting	
Starta Favorit.....	105	Four / Five Parameter Fit – Marquardt / Polynomial Fit	62
Starta magellan	23	Westgard®-regler	123
Starta mätning	105, 109		
Starttider	58		
stddev(argument)	183		
Sum(argument).....	183		
Symboler för filtyper.....	20		
System Audit Trail	173		

Varumärken

Följande produktnamn och eventuella registrerade eller oregistrerade varumärken som nämns i denna handbok används endast som referens och förblir respektive ägares exklusiva egendom:

- **[Produktnamn]TM** (infinite[®])
Tecan[®] och Tecan-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Tecan Group Ltd., Männedorf, Schweiz
- DNA ExpertTM är ett registrerat varumärke som tillhör Techcomp Ltd., Hong Kong, Kina
- Agilent[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, CA, USA
- AIR LIQUIDETM är ett registrerat varumärke som tillhör AIR LIQUIDE, S.A., Paris, Frankrike
- Aseptisol[®] är ett registrerat varumärke som tillhör BODE Chemie GmbH & Co. KG, Hamburg, Tyskland
- Bacillo[®] är ett registrerat varumärke som tillhör BODE Chemie GmbH & Co. KG, Hamburg, Tyskland
- Costar[®], Corning[®] och NBSTM är registrerade varumärken som tillhör Corning Incorporated, Corning, NY, USA
- Greiner[®], µClear[®], LumitracTM och FluotracTM är registrerade varumärken som tillhör Greiner Labortechnik GmbH, Frickenhausen, Tyskland
- HTRF[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Cisbio International, Frankrike
- InvitrogenTM är ett registrerat varumärke som tillhör Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, USA
- Lysetol[®] och Gigasept[®] (tidigare Lysetol) är registrerade varumärken som tillhör Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt, Tyskland
- Microcide[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Global Biotechnologies Inc., Portland, Maine, USA
- Microman[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Gilson, Inc., Middleton, WI, USA
- Pentium[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation, Santa Clara, CA, USA
- Invitrogen[®] och PanVera[®] är registrerade varumärken som tillhör Invitrogen Corporation Carlsbad, CA, USA
- Windows[®], MS DOS[®], Visual Basic[®] och Excel[®] är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA
- Hamamatsu[®] är ett registrerat varumärke som tillhör HAMAMATSU Photonics K.K. [IR], Hamamatsu City, Japan
- NUNCTM och Matrix är registrerade varumärken som tillhör Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA
- Polyfiltronics[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Whatman International Ltd.
- Dynex[®] är ett registrerat varumärke som tillhör magellan Biosciences, Chelmsford, MA, USA
- Labsystem[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Labsystem kft., Budapest, Ungern
- BRET²[®], DeepBlueC[®] och PerkinElmer[®] är registrerade varumärken som tillhör PerkinElmer, Inc., Waltham, Massachusetts, USA

- Chroma-Glo™ är ett registrerat varumärke som tillhör Promega Corporation, Madison, WI 53711 USA
- MycoAlert® är ett registrerat varumärke som tillhör Cambrex Corporation, East Rutherford, NJ, USA

Tecan kundsupport

Kontakta Tecans lokala kundsupportorganisation om du har några frågor eller behöver teknisk support för din Tecan-produkt. Kontaktuppgifter finns på <http://www.tecan.com/>.

Innan du kontaktar Tecan för att få produktsupport ber vi dig ha följande information tillgänglig för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt (se typskylten):

- Produktens modellnamn
- Produktens serienummer
- Programvara och programversion (om tillämpligt)
- Beskrivning av problemet och kontaktperson
- Datum och klockslag då problemet inträffade
- Steg som redan vidtagits för att korrigera problemet
- Dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, faxnummer osv.).

Licensavtal för slutanvändare av programvara

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: Detta Licensavtal ("LICENSAVTAL") är ett bindande avtal mellan Er (fysisk eller juridisk person) och Tecan Österrrike GmbH ("Tecan") för den "proprietary" programvaruprodukten som identifieras ovan, vilken inkluderar programvara ("PROGRAMVARA") och kan inkludera tillhörande media, skriftligt material, "online"- eller elektronisk dokumentation ("DOKUMENTATION"). Denna PROGRAMVARA ställs till Ert förfogande endast under de villkor som framgår av detta LICENSAVTAL. Genom att installera, kopiera eller på annat sätt använda PROGRAMVARAN (vilket som först inträffar), har Ni accepterat att följa villkoren i detta LICENSAVTAL. Om Ni inte accepterar villkoren i detta LICENSAVTAL, har Ni inte rätt att använda PROGRAMVARAN.

PROGRAMVARULICENS

PROGRAMVARAN och DOKUMENTATIONEN är skyddade av upphovsrättslig lagstiftning och andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. PROGRAMVARAN säljs inte, den licensieras.

1. 1. LICENSMEDGIVANDE

Detta LICENSAVTAL medger en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda PROGRAMVARAN i enlighet med instruktionerna och procedurerna i DOKUMENTATIONEN enbart för Ert interna bruk. Ni får installera och använda det antal kopior av PROGRAMVARAN, på de antal datorer och arbetsstationer anslutna till det antal enheter, som specificerats i DOKUMENTATIONEN till detta LICENSAVTAL i enlighet med proceduren för programvaruinstallation som beskrivs i DOKUMENTATIONEN.

Ni har rätt att antingen göra en kopia av PROGRAMVARAN enbart för arkivändamål till stöd för Er användning av PROGRAMVARAN på en enstaka dator, eller överföra PROGRAMVARAN till en enstaka hårddisk förutsatt att Ni behåller originalet enbart för säkerhets- eller arkivändamål. Ni har inte rätt att reproducera eller distribuera PROGRAMVARAN på något annat sätt, inklusive utlåning eller leasing.

PROGRAMVARAN skall endast användas tillsammans med de enheter som specificeras i dokumentationen och får inte användas med några andra enheter.

2. LICENSavgIFT

Licensavgiften för rätten att använda PROGRAMVARAN fastställs i DOKUMENTATIONEN.

3. BESKRIVNING AV ANDRA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

Ni har inte rätt att utföra Reverse Engineering, dekompilering eller disassemblering av PROGRAMVARAN, med undantag av och endast i den utsträckning att en sådan aktivitet uttryckligen är tillåten enligt lag.

PROGRAMVARAN licensieras som en enstaka produkt. Dess komponenter får inte delas upp för användning på fler än en dator eller arbetsstation.

Tecan kan tillhandahålla supporttjänster relaterade till PROGRAMVARAN ("SUPPORTTJÄNSTER"). Användning av SUPPORTTJÄNSTER styrs av Tecan's policy och program vilka beskrivs i användarhandboken, i "online"-DOKUMENTATIONEN och/eller i annat material som tillhandahålls av Tecan. Alla tilläggsprogram och all programkod som överlämnas till Er som en del av SUPPORTTJÄNSTERNA ska betraktas som en del av PROGRAMVARAN och underkastas villkoren i detta LICENSAVTAL. Beträffande den tekniska information som Ni överlämnar till Tecan som en del av SUPPORTTJÄNSTER, kan Tecan använda sådan information för sina affärssyften, inklusive produktsupport och utveckling. Tecan kommer inte att utnyttja denna tekniska information på ett sådant sätt att det kan identifiera Er personligen.

Ni har inte rätt att överföra någon av Era rättigheter som faller under detta LICENSAVTAL utan ett föregående skriftligt medgivande från Tecan.

Oaktat varje annan rättighet, kan Tecan upphäva detta LICENSAVTAL om Ni underlåter att efterfölja villkoren i LICENSAVTALET. I sådant fall har Ni inte längre rätt att använda PROGRAMVARAN. Ni är då skyldig att förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN, DOKUMENTATIONEN och alla dess komponenter inom fjorton dagar.

4. UPPHOVSRÄTT

Alla äganderätter och upphovsrätter i och till PROGRAMVARAN (inklusive, men inte begränsat till, de diagram, bilder, fotografier, animationer, videor, ljud, musik, text och "applets" som införlivats i PROGRAMVARAN), DOKUMENTATIONEN och alla kopior av PROGRAMVARAN och DOKUMENTATIONEN ägs av Tecan eller dess underleverantörer och är licensierade till Tecan. PROGRAMVARAN och DOKUMENTATIONEN är skyddade av upphovsrättslig lagstiftning och andra immaterialrättsliga lagar.

Därför måste Ni behandla PROGRAMVARAN och DOKUMENTATIONEN på samma sätt som varje annat upphovsrättsskyddat material.

5. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Användningen av PROGRAMVARAN skall ske under åtydande av följande villkor:

- PROGRAMVARAN skall enbart användas tillsammans med enheter som specificerats i DOKUMENTATIONEN;
- enbart den senaste versionen av PROGRAMVARAN skall användas;
- PROGRAMVARAN får inte modifieras eller förorsakas att bli modifierad.

Det åligger Er personligen att själv beakta alla myndighetskrav angående användandet av denna PROGRAMVARA.

6. FÖRSIKTIGHETSMÅTT VID ANVÄNDNING

Innan PROGRAMVARAN blev färdig produkt, undergick PROGRAMVARAN en serie av tester för att mäta tillförlitligheten i de uppnådda resultaten.

Emellertid, med hänsyn taget till det stora antalet möjliga tillämpningar för vilka PROGRAMVARAN kan användas, har det inte varit möjligt att utföra sagda tester i en verklig arbetssituation.

De avtalslutande parterna är överens om att det i praktiken inte är möjligt att ta fram databehandlingsprogram som är 100 % lämpliga för alla tillämpningar.

Därför rekommenderar vi starkt att Ni verifierar och validerar erhållna resultat innan PROGRAMVARAN används i en verklig arbetssituation varje gång den ska användas i en ny tillämpning.

Skulle det uppstå några tvivel angående resultaten, eller i sådant fall att felaktiga resultat kan påvisas, uppmanas Ni att omedelbart kontakta Tecan.

För en perfekt användning av PROGRAMVARAN påminns Ni om att:

- Ni måste ha erforderliga kunskaper;
- Ni måste, på sedvanligt sätt, använda skrivskydd och i synnerhet säkerhetskopiering, för att skydda datafiler från oförutsedda händelser såsom radering, överskrivning, virusinfektioner osv.

7. BEGRÄNSAD GARANTI

PROGRAMVARAN står under garanti under en period av 90 dagar efter leveransdatum.

Under denna period kommer Tecan att vidta skäliga ansträngningar för att leverera, så snabbt som möjligt och på det sätt som Tecan finner lämpligt, en uppdaterad version av programmet utan varje betydande defekt som påvisats.

De åtgärder som nämns ovan utgör omfattningen av den garanti som medges Er.

Påpekande om Java-stöd. PROGRAMVARAN kan innehålla stöd för program skrivna i Java Java-teknologin är inte feltolerant och har inte utformats, tillverkats eller avsetts för användning eller återförsäljning som en komponent i kontrollutrustning i farliga miljöer som kräver felsäker operation, som t ex styrsystem för kärnenergianläggningar, navigerings- eller kommunikationssystem för flygtrafik, flygledarsystem, direkt livsuppehållande maskiner eller vapensystem, i vilka en brist i Java-teknologin skulle kunna leda till döden, personskada eller svår fysisk eller miljömässig skada. Sun Microsystems, Inc. kräver att denna friskrivningsklausul inkluderas.

8. BEGRÄNSAT ANSVAR

Tecan skall underkastas ett åtagande att utöva tillbörliga åtgärder.

Sagda åtagande gäller tillhandahållandet av programvaran i enlighet med den funktionalitet som beskrivits i dokumentationen av densamma, däremot ges ingen som helst garanti med hänsyn till de resultat som erhålls eller lämpligheten av PROGRAMVARAN för Ert ändamål.

Ni är ensam ansvarig för användningen av PROGRAMVARAN och för de resultat som erhålls. Ni har ett särskilt ansvar för att verifiera innehållet i resultaten och konsekvenserna därav, eftersom PROGRAMVARAN skall användas uteslutande under Ert överinseende, kontroll och ansvar.

TECAN SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER EVENTUELL FÖRLORAD VINST, MINSKNING I INTÄKTER ELLER FÖRLUST AV DATA SOM ÅSAMKATS AV ER, ÄVEN OM TECAN BLIVIT INFORMERAT OM ATT NÄMND A FÖRLUST ELLER SKADA KUNDE INTRÄFFA.

PROGRAMVARAN har undergått ett anti-virus-test. Dock skall inte Tecan hållas ansvarig om ett virus, som var omöjligt att upptäcka med hjälp av det anti-virus-verktyg som användes i den ovan nämnda testen, skulle visa sig vara närvarande.

SKULLE AV NÅGOT SOM HELST SKÄL TECAN HÅLLAS ANSVARIG INFÖR DOMSTOL, SKALL BELOPPET AV EVENTUELLT SKADESTÅND SOM TECAN ÅLÄGGS ATT UTBETALA, MED UNDANTAG FÖR UPPSÅTLIGT FEL ELLER GROV VÅRDSLÖSHET, INTE ÖVERSTIGA DEN SUMMA SOM MOTTAGITS AV TECAN I KRAFT AV DETTA LICENSAVTAL.

9. KONFIDENTIALITET

Ni bekräftar härmed och accepterar att Ni inte kommer att delge PROGRAMVARAN eller DOKUMENTATIONEN till någon av Era anställda (med undantag av de som är ansvariga för programvaran) eller till någon tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Tecan och att denna skyldighet till konfidentialitet överlever villkoren i detta LICENSAVTAL. Ni skall skydda PROGRAMVARAN och DOKUMENTATIONEN med största möjliga aktsamhet.

10. UPPSÄGNING

Om Ni underlåter att åtlyda någon av förpliktelserna i detta avtal, har Tecan rätten att när som helst säga upp LICENSAVTALET och omedelbart ta PROGRAMVARAN och DOKUMENTATIONEN och alla dess kopior, oavsett var de finns, i beslag utan föregående krav eller meddelande.
