

Every lab.

Every day.

Empowered.





Inhalt.

- 3 Brief an die Aktionäre
- 6 Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
- 7 Konsolidierte Bilanz
- 8 Konsolidierte Geldflussrechnung
- 9 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
- 10 Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss
- 18 Global



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Tecan schloss das erste Halbjahr 2016 mit einem erneut zweistelligen Umsatzwachstum und einer weiteren Steigerung der zugrunde liegenden Profitabilität ab. Besonders hervorzuheben sind der erneut hohe Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit sowie unser äusserst starkes Wachstum im Partnering Business und in beiden Geschäftssegmenten in China.

Die Integration der im November 2015 akquirierten Sias AG verläuft planmässig. Die juristische Verschmelzung von Sias mit einer Tochtergesellschaft von Tecan ist im ersten Halbjahr 2016 erfolgt, der Umzug unserer neuen Kollegen und der Produktion an den Hauptsitz von Tecan in Männedorf bereits abgeschlossen.

FINANZRESULTATE FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2016

Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Halbjahr 2016 um 11.3% in Lokalwährungen auf CHF 250.6 Mio. (H1 2015: CHF 220.1 Mio.); dies entspricht einer Zunahme von 13.9% in Schweizer Franken. Auf organischer Basis, d.h. ohne Berücksichtigung der Sias-Akquisition, legte der Auftragseingang im ersten Halbjahr um 7.0% in Lokalwährungen bzw. 9.4% in Schweizer Franken zu. Wegen des starken Auftragseingangs, der erneut die Umsätze überstieg, erhöhte sich auch der Auftragsbestand deutlich.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 15.0% in Lokalwährungen bzw. 17.7% in Schweizer Franken auf CHF 235.3 Mio. (H1 2015: CHF 200.0 Mio.). Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 9.2% in Lokalwährungen bzw. 11.7% in Schweizer Franken. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) erhöhte sich im Berichtszeitraum um 16.4% auf CHF 37.9 Mio. (H1 2015: CHF 32.6 Mio.). Die EBITDA-Marge lag inklusive der Integrationskosten und Margenminderung im Zusammenhang mit der Übernahme der Sias AG bei 16.1% des Umsatzes (H1 2015: 16.3%). Die zugrunde liegende EBITDA-Marge, ohne Sias, verbesserte sich dagegen um 120 Basispunkte auf 17.5% des Umsatzes.

Der Periodengewinn im ersten Halbjahr 2016 lag bei CHF 23.5 Mio. und damit unterhalb der Vorjahresperiode (H1 2015: CHF 26.0 Mio.). Neben den Integrationskosten für die Übernahme von Sias ist die Differenz hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Steuerrate im ersten Halbjahr 2015 deutlich niedriger und das Finanzergebnis durch vorübergehende Erträge aus Währungssicherungsmassnahmen um CHF 4.0 Mio. höher ausfiel. Insgesamt lag die Gewinnmarge im ersten Halbjahr 2016 bei 10.0% des Umsatzes (H1 2015: 13.0%) und der Gewinn pro Aktie bei CHF 2.04 (H1 2015: CHF 2.31).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit hat sich auf CHF 64.9 Mio. stark erhöht (H1 2015: CHF 35.1 Mio.), einschliesslich einer weiteren Teilrückzahlung von Entwicklungskosten durch einen OEM-Partner. Der operative Geldzufluss entsprach damit 27.6% des Umsatzes.

INFORMATIONEN NACH GESCHÄFTS-SEGMENTEN

LIFE SCIENCES BUSINESS (ENDKUNDEN-GESCHÄFT)

Im ersten Halbjahr 2016 stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 5.8 % in Lokalwährungen und erreichte CHF 117.7 Mio. (H1 2015: CHF 107.5 Mio.); in Schweizer Franken lag der Umsatz um 9.5 % über dem Vorjahreswert. Die neu eingeführten Plattformen Fluent und Spark sowie die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien trugen wesentlich zu diesem Wachstum bei. Der Auftragseingang im Life Sciences Business entwickelte sich ebenfalls positiv und übertraf den Umsatz im ersten Halbjahr erneut deutlich.

Das Betriebsergebnis des Segments belief sich auf CHF 12.2 Mio. (H1 2015: CHF 11.3 Mio.), was einer im Vergleich zur Vorjahresperiode annähernd unveränderten Betriebsrendite von 9.9 % des Umsatzes entspricht (H1 2015: 9.8 %).

PARTNERING BUSINESS (OEM-GESCHÄFT)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 117.6 Mio. (H1 2015: CHF 92.4 Mio.). Dies entspricht einem Wachstum um 26.0 % in Lokalwährungen bzw. um 27.2 % in Schweizer Franken. Auf organischer Basis, ohne Einbeziehung der Verkäufe von Sias, stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2016 um 13.3 % in Lokalwährungen. Instrumente, welche innerhalb der letzten Jahre von Partnern lanciert worden waren, trugen massgeblich zum hohen Umsatzwachstum bei. Der Auftragseingang im Partnering Business erhöhte sich im ersten Halbjahr 2016 ebenfalls mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Geschäftssegments steigerte sich im Berichtszeitraum auf CHF 20.9 Mio. (H1 2015: CHF 17.4 Mio.). Hauptsächlich wegen der Verbuchung akquisitionsbezogener Kosten lag die Betriebsrendite mit 17.7 % des Umsatzes unter dem Wert der Vorjahresperiode (H1 2015: 18.6 %).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

REGIONALE ENTWICKLUNG

In Europa erhöhte Tecan den Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2016 in Lokalwährungen um 24.2 % und um 26.0 % in Schweizer Franken. Diese positive Entwicklung wurde vor allem vom Partnering Business getrieben, sowohl vom erstmaligen Beitrag der Sias-Produkte wie auch vom starken organischen Wachstum durch bedeutende Plattformen.

In Nordamerika lag der Halbjahresumsatz in Lokalwährungen auf dem Niveau der Vorjahresperiode und in Schweizer Franken um 2.9 % über dem Vergleichswert von 2015. Das Life Sciences Business verzeichnete in dieser Region ein gutes Wachstum. Erwartungsgemäss lagen die Umsätze im Komponentengeschäft, Teil des Partnering Business, unter den hohen Vorjahreswerten. Die Umsätze im Partnering Business in Nordamerika konnten auch nicht von einer erfolgreich neu lancierten Plattform für den US-Markt profitieren, da die Verkäufe dem Standort des Grosskunden zugeordnet und damit in Europa verbucht wurden.

In Asien erzielte Tecan erneut ein deutliches Umsatzplus von 30.6 % in Lokalwährungen und 34.7 % in Schweizer Franken. Dabei steigerten beide Segmente den organischen Umsatz mit einer zweistelligen Wachstumsrate, was durch einen ersten Beitrag von Sias-Produkten unterstützt wurde. Besonders erfreulich verlief die Entwicklung in China, wo sich der Umsatz in der ersten Jahreshälfte nahezu verdoppelte.

WIEDERKEHRENDE UMSÄTZE MIT SERVICE-LEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien wuchsen im ersten Halbjahr 2016 um 7.7 % in Lokalwährungen bzw. um 10.4 % in Schweizer Franken. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte damit 38.3 % am Gesamtumsatz (H1 2015: 40.9 %). Auf Serviceleistungen (einschliesslich Ersatzteile) entfielen dabei 22.4 % des Gesamtumsatzes, auf Verbrauchsmaterialien (Kunststoff und Reagenzien) 15.9 %.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Im ersten Halbjahr 2016 betrug die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 9.7 % des Umsatzes (H1 2015: 10.0 %) bzw. CHF 22.9 Mio. (H1 2015: CHF 20.1 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sanken planmässig weiter auf brutto CHF 23.7 Mio. (H1 2015: CHF 30.4 Mio.). Der Gesamtbetrag beinhaltet auch Entwicklungsleistungen für OEM-Instrumentenkunden im Partnering Business (CHF 4.3 Mio.) und die aktivierten Entwicklungsaufwendungen (CHF 2.2 Mio.), denen Abschreibungen in Höhe von CHF 5.3 Mio. gegenüberstanden.

GESUNDE BILANZ - HOHE EIGENKAPITALQUOTE

Zum 30. Juni 2016 erreichte die Eigenkapitalquote von Tecan 66.4 % (31. Dezember 2015: 68.7 %). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erhöhte

sich dank des hohen Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit auf CHF 239.0 Mio. (31. Dezember 2015: CHF 198.8 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2016 bei CHF 1'152'855 (31. Dezember 2015: CHF 1'146'758), eingeteilt in 11'528'547 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 13. April 2016 stimmten die Aktionäre einer Erhöhung der Dividende von CHF 1.50 auf CHF 1.75 je Aktie zu. Die Auszahlung der Dividende von insgesamt CHF 20.1 Mio. erfolgte per 19. April 2016.

AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2016 BESTÄTIGT

Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet Tecan weiterhin einen zweistelligen Anstieg des Gruppenumsatzes in Lokalwährungen. Das starke Wachstum wird zum einen von der anhaltenden Steigerung der Serienproduktion wichtiger Plattformen getrieben. Zusätzlich unterstützt wird es durch die Markteinführung neuer Produkte in beiden Geschäftssegmenten und durch den vollen Umsatzbeitrag von Sias.

Für 2016 erwartet Tecan auch weiterhin einen Anstieg der zugrunde liegenden EBITDA-Marge um mindestens 50 Basispunkte, ohne Berücksichtigung von Sias und bereinigt um positive Einmaleffekte im Jahr 2015, die hauptsächlich aus Anpassungen in der Bilanzierung der Personalvorsorgeverpflichtungen resultierten. Tecan geht für 2016 davon aus, dass die Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Sias einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken erreichen werden. Ab 2017 rechnet Tecan mit einem positiven Gewinnbeitrag aus der Übernahme. Trotz dieser einmaligen Integrationskosten und dem Wegfall der positiven Einmaleffekte vom Vorjahr wird ein EBITDA für das Geschäftsjahr 2016 mindestens auf einem vergleichbaren Niveau wie 2015 erwartet.

Diese Erwartungen zur Profitabilität basieren auf Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2016, wonach ein Euro CHF 1.05 entspricht und ein US-Dollar CHF 0.98. Sie enthalten auch keine Beiträge aus weiteren Akquisitionen.

Männedorf, 10. August 2016



ROLF A. CLASSON
Präsident des Verwaltungsrats



DR. DAVID MARTYR
Chief Executive Officer

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

	Anhang	2015	2016
Januar bis Juni, CHF '000			
Umsatz	4	199'950	235'258
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen		(102'962)	(122'959)
Bruttogewinn		96'988	112'299
Verkauf und Marketing		(33'132)	(38'223)
Forschung und Entwicklung		(20'071)	(22'876)
Administration und Verwaltung		(18'638)	(23'806)
Sonstiger Betriebsertrag		116	343
Betriebsergebnis	4	25'263	27'737
Finanzertrag		4	277
Finanzaufwand		(220)	(312)
Nettofremdwährungsgewinne		5'005	831
Finanzergebnis		4'789	796
Gewinn vor Steuern		30'052	28'533
Ertragssteuern	6	(4'087)	(5'082)
Periodengewinn, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar		25'965	23'451
Gewinn pro Aktie			
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		2.31	2.04
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		2.23	2.00

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

	Anhang	2015	2016
Januar bis Juni, CHF '000			
Periodengewinn		25'965	23'451
<i>Sonstige Ergebnisse</i>			
Neubemessung der netto leistungsorientierten Vorsorgeverpflichtung		203	(13'894)
Zugehörige Ertragssteuern		(33)	2'396
Positionen, die nicht in die Erfolgsrechnung umklassiert werden, nach Ertragssteuern		170	(11'498)
Umrechnungsdifferenzen	9	(11'238)	(1'282)
Zugehörige Ertragssteuern		327	10
Positionen, die nachträglich in die Erfolgsrechnung umklassiert werden können, nach Ertragssteuern		(10'911)	(1'272)
<i>Sonstige Ergebnisse (Verlust), nach Ertragssteuern</i>		<i>(10'741)</i>	<i>(12'770)</i>
Gesamtergebnis der Periode, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar		15'224	10'681

Für die dargestellten Perioden wurden im Zusammenhang mit den Umrechnungsdifferenzen keine Umklassierungen vorgenommen.

KONSOLIDIERTE BILANZ

AKTIVEN

CHF 1'000	Anhang	31.12.2015	30.06.2016
Flüssige und geldnahe Mittel		208'434	246'881
Kurzfristige Derivate		1'269	326
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		89'290	72'596
Sonstige Forderungen		9'887	11'182
Vorräte	7	175'302	176'424
Guthaben aus laufenden Ertragssteuern		4'886	5'274
Aktive Rechnungsabgrenzungen		3'285	4'973
Umlaufvermögen		492'353	517'656
Langfristige Finanzanlagen	10	755	851
Sachanlagen		22'736	21'843
Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill		110'985	106'746
Latente Steuerguthaben		14'653	15'609
Anlagevermögen		149'129	145'049
Aktiven		641'482	662'705

PASSIVEN

CHF 1'000	Anhang	31.12.2015	30.06.2016
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate	10	9'999	8'198
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11'535	10'722
Sonstige Verbindlichkeiten		13'462	13'849
Kurzfristige Umsatzabgrenzung		31'238	37'141
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern		15'482	11'778
Passive Rechnungsabgrenzungen		39'741	28'802
Kurzfristige Rückstellungen		16'386	15'317
Kurzfristige Verbindlichkeiten		137'843	125'807
Langfristige Kredite, Darlehen und Derivate	10	5'521	2'384
Langfristige Umsatzabgrenzung		20'759	43'963
Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses		26'462	40'079
Langfristige Rückstellungen		4'048	4'003
Latente Steuerschulden		6'176	6'647
Langfristige Verbindlichkeiten		62'966	97'076
Total Verbindlichkeiten		200'809	222'883
Aktienkapital		1'147	1'153
Kapitalreserven		31'114	31'923
Gewinnreserven		440'745	440'351
Umrechnungsdifferenzen		(32'333)	(33'605)
Eigenkapital	8	440'673	439'822
Passiven		641'482	662'705

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

	Anhang	2015	2016
Januar bis Juni, CHF '000			
Periodengewinn		25'965	23'451
Anpassungen für			
Abschreibungen		7'329	10'201
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses		294	(1'383)
Zinsertrag		(4)	(277)
Zinsaufwand		52	176
Ertragssteuern		4'087	5'082
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente		3'613	7'996
Sonstige nicht geldwirksame Posten		(1'181)	(569)
Veränderung des Umlaufvermögens			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		18'551	15'844
Vorräte	7	(5'835)	(1'446)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		(4'236)	(723)
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)		(7'283)	14'125
Bezahlte Ertragssteuern		(6'242)	(7'548)
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit		35'110	64'929
Erhaltene Zinsen		4	254
Kauf von Sachanlagen		(1'710)	(2'693)
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen		13	32
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		(5'230)	(2'676)
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit		(6'923)	(5'083)
Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen		991	815
Dividendenausschüttung		(16'857)	(20'122)
Verkauf eigener Aktien		31'556	-
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten		58	(451)
Aufnahme von Bankkrediten		-	720
Rückzahlung sonstige Darlehen		-	(1'959)
Bezahlte Zinsen		(52)	(154)
Geldzu/(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit		15'696	(21'151)
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln		(1'332)	(248)
Zunahme flüssiger und geldnahe Mittel		42'551	38'447
Flüssige und geldnahe Mittel am 1. Januar	10	128'715	208'434
Flüssige und geldnahe Mittel am 30. Juni	10	171'266	246'881

KONSOLIDierter EIGENKAPITALNACHWEIS

	Anhang	Aktien- kapital	Kapital- reserven	Eigene Aktien	Gewinn- reserven	Umrechnungs- differenzen	Total Eigenkapital
Januar bis Juni, CHF 1'000							
Stand am 1. Januar 2015		1'144	9'519	(10'372)	388'150	(27'243)	361'198
Periodengewinn		-	-	-	25'965	-	25'965
Sonstige Ergebnisse (Verlust), nach Ertragssteuern		-	-	-	170	(10'911)	(10'741)
Gesamtergebnis der Periode		-	-	-	26'135	(10'911)	15'224
Dividendenausschüttung		-	-	-	(16'857)	-	(16'857)
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen		-	110	-	-	-	110
Übertragung eigener Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen		-	(653)	1'321	-	-	668
Anteilsbasierte Vergütungen		-	-	-	3'888	-	3'888
Verkauf eigener Aktien		-	20'743	9'051	-	-	29'794
Summe der Einlagen von Eigentümern und Ausschüttungen an Eigentümer	8	-	20'200	10'372	(12'969)	-	17'603
Stand am 30. Juni 2015		1'144	29'719	-	401'316	(38'154)	394'025
Stand am 1. Januar 2016		1'147	31'114	-	440'745	(32'333)	440'673
Periodengewinn		-	-	-	23'451	-	23'451
Sonstige Ergebnisse (Verlust), nach Ertragssteuern		-	-	-	(11'498)	(1'272)	(12'770)
Gesamtergebnis der Periode		-	-	-	11'953	(1'272)	10'681
Dividendenausschüttung		-	-	-	(20'122)	-	(20'122)
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen		6	809	-	-	-	815
Anteilsbasierte Vergütungen		-	-	-	7'775	-	7'775
Summe der Einlagen von Eigentümern und Ausschüttungen an Eigentümer	8	6	809	-	(12'347)	-	(11'532)
Stand am 30. Juni 2016		1'153	31'923	-	440'351	(33'605)	439'822

Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss

1 BERICHTERSTATTENDE GESELLSCHAFT

Die Tecan Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und klinische Diagnostik. Die Gruppe ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) entwickelt und fertigt die Gruppe auch OEM-Instrumente und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Die Gruppe verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält sie ein Vertriebs- und Servicenetz.

Die Dachgesellschaft der Gruppe ist die Tecan Group AG, eine in der Schweiz eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Aktien öffentlich gehandelt werden. Der Hauptsitz der Tecan Group AG befindet sich an der Seestrasse 103, 8708 Männedorf, Schweiz.

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

2.1 GRUNDLAGEN DER AUSARBEITUNG

Dieser ungeprüfte Abschluss ist der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss der Tecan Group AG und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen als «Gruppe» bezeichnet) für das erste Halbjahr 2016. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit IAS 34 «Zwischenberichterstattung» erstellt und sollte in Verbindung mit der konsolidierten Jahresrechnung 2015 gelesen werden, da er eine Aktualisierung früher veröffentlichter Informationen darstellt. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde am 10. August 2016 zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Erstellung dieses verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses verlangt vom Management, Annahmen und Einschätzungen zu treffen, welche die ausgewiesenen Erträge, Aufwendungen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Bilanzierung dieses Zwischenabschlusses beeinflussen. Falls zu einem späteren Zeitpunkt derartige Annahmen und Einschätzungen von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen sollten, werden die ursprünglichen Annahmen und Einschätzungen in jenem Berichtszeitraum entsprechend angepasst, in dem sich die Gegebenheiten geändert haben.

Die Gruppe ist in Geschäftsbereichen tätig, in denen der Gesamtumsatz keine bedeutenden saisonalen oder zyklischen Schwankungen innerhalb des Geschäftsjahres aufweist.

Die Ertragssteuern werden basierend auf der bestmöglichen Schätzung des für das gesamte Geschäftsjahr erwarteten gewichteten Durchschnittssteuersatzes berechnet.

2.2 EINFÜHRUNG NEUER UND ÜBERARBEITETER BZW. ERGÄNZTER RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS UND AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

Die dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss zugrunde liegenden Grundsätze der Rechnungslegung entsprechen mit Ausnahme der Einführung der folgenden neuen oder überarbeiteten bzw. ergänzten Standards und Ausführungsbestimmungen – gültig ab 1. Januar 2016 – den Grundsätzen der Rechnungslegung, die der konsolidierten Jahresrechnung 2015 zugrunde lagen:

Standard/Ausführungsbestimmung ¹
IFRS 11 (ergänzt) «Gemeinschaftliche Vereinbarungen» – Bilanzierung des Erwerbs von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
IAS 1 (ergänzt) «Darstellung des Abschlusses» – Offenlegungsinitiative
IAS 16 (ergänzt) «Sachanlagen» und IAS 38 (ergänzt) «Immaterielle Vermögenswerte» – Klarstellung akzeptierter Abschreibungsmethoden
IAS 27 (ergänzt) «Einzelabschlüsse» – Equity-Methode
Investmentgesellschaften: Anwendung der Konsolidierungsausnahme (Ergänzungen zu IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28)
Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2012–2014

¹ IAS = International Accounting Standards, IFRS = International Financial Reporting Standards, IFRIC = Ausführungsbestimmungen gemäss dem IFRS Interpretations Committee (ehemals International Financial Reporting Interpretations Committee)

Die Übernahme dieser neuen oder überarbeiteten bzw. ergänzten Standards und Ausführungsbestimmungen hat bei der Gruppe zu keinen bedeutenden Anpassungen der Grundsätze der Rechnungslegung geführt.

2.3 BISLANG NOCH NICHT ANGEWANDTE NEUE STANDARDS UND AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

Die folgenden neuen und überarbeiteten bzw. ergänzten Standards und Ausführungsbestimmungen wurden bereits publiziert, sind aber noch nicht in Kraft getreten und werden in diesem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss noch nicht berücksichtigt:

Standard/Ausführungsbestimmung ¹	Von der Gruppe anzuwenden ab
IAS 7 (ergänzt) «Kapitalflussrechnung» – Offenlegungsinitiative	Berichtsjahr 2017
IAS 12 (ergänzt) «Ertragssteuern» – Ansatz von Vermögenswerten aus latenten Steuern für nicht realisierte Verluste	Berichtsjahr 2017
IFRS 9 «Finanzinstrumente»	Berichtsjahr 2018
IFRS 15 «Erlöse aus Verträgen mit Kunden»	Berichtsjahr 2018
IFRS 16 «Leasingverhältnisse»	Berichtsjahr 2019
IFRS 10 (ergänzt) «Konzernabschlüsse» und IAS 28 (ergänzt) «Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures» – Veräusserung oder Einbringung von Vermögenswerten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture	Noch nicht festgelegt

¹ IAS = International Accounting Standards, IFRS = International Financial Reporting Standards, IFRIC = Ausführungsbestimmungen gemäss dem IFRS Interpretations Committee (ehemals International Financial Reporting Interpretations Committee)

Mit Ausnahme von IFRS 15 «Erlöse aus Verträgen mit Kunden» und IFRS 16 «Leasingverhältnisse» werden diese Änderungen voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die konsolidierte

Jahresrechnung haben. Eine umfassende und eingehende Analyse steht allerdings noch aus.

3 ÄNDERUNGEN IM KONSOLIDIERUNGSKREIS

Seit 31. Dezember 2015 gab es keine Änderungen im Konsolidierungskreis der Gruppe.

4 SEGMENTINFORMATIONEN

4.1 INFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSSEGMENTEN

	Life Sciences Business		Partnering Business		Corporate/ Konsolidierung		Gruppe	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Januar bis Juni, CHF T'000								
Umsatz Dritte	107'535	117'699	92'415	117'559			199'950	235'258
Umsatz Intersegment	7'960	5'465	775	753	(8'735)	(6'218)	-	-
Total Umsatz	115'495	123'164	93'190	118'312	(8'735)	(6'218)	199'950	235'258
Betriebsergebnis	11'342	12'174	17'359	20'894	(3'438)	(5'331)	25'263	27'737
Abschreibungen	(4'581)	(5'934)	(2'748)	(4'267)	-	-	(7'329)	(10'201)
Wertminderungen	-	-	-	-	-	-	-	-

	2015	2016
Januar bis Juni, CHF T'000		
Überleitung Umsatz der berichtspflichtigen Segmente		
Gesamtumsatz der berichtspflichtigen Segmente	208'685	241'476
Eliminierung des Intersegment-Umsatzes	(8'735)	(6'218)
Konsolidierter Umsatz	199'950	235'258
Überleitung Ergebnis der berichtspflichtigen Segmente		
Total Betriebsergebnis der berichtspflichtigen Segmente	28'701	33'068
Nicht zugeordnete Kosten (zukünftige Geschäftsentwicklung, Investor Relations und andere Corporate-Kosten) und Konsolidierungsbuchungen	(3'438)	(5'331)
Finanzergebnis	4'789	796
Konsolidierter Gewinn vor Steuern	30'052	28'533

4.2 UNTERNEHMENSWEITE ANGABEN

Produkte und Dienstleistungen

	2015	2016
Januar bis Juni, CHF 1'000		
Produkte	128'162	156'079
Dienstleistungen	71'788	79'179
Total Umsatz Dritte	199'950	235'258

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

	2015	2016
Januar bis Juni, CHF 1'000		
Schweiz	3'646	3'677
Übriges Europa	84'992	107'974
Nordamerika	80'999	83'340
Asien	25'447	34'266
Sonstige	4'866	6'001
Total Umsatz Dritte	199'950	235'258

Anlagevermögen nach Regionen (nach Standort der Aktiven)

CHF 1'000	Sachanlagen		Immaterielle Vermögenswerte	
	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016
Schweiz	13'059	12'911	98'575	94'759
Übriges Europa	5'234	4'924	11'462	11'119
Nordamerika	3'961	3'562	710	670
Asien	482	446	238	198
Total	22'736	21'843	110'985	106'746

Information über wichtige Kunden

Im ersten Halbjahr 2016 gibt es Umsätze (CHF 46.9 Mio.) mit einem einzelnen Kunden im Geschäftssegment «Partnering Business», die insgesamt 10% des Gesamtumsatzes im ersten Halbjahr 2016 übersteigen (H1 2015: ein einzelner Kunde (CHF 22.8 Mio.) im Geschäftssegment «Partnering Business»).

5 BETRIEBSAUFWAND NACH KOSTENARTEN

Januar bis Juni, CHF T'000	2015	2016
Materialkosten	62'096	82'790
Personalkosten	73'988	85'827
Abschreibungen auf Sachanlagen	3'081	3'406
Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten	4'248	6'795
Sonstige Betriebskosten (netto)	38'167	32'228
Total angefallene Betriebskosten (brutto)	181'580	211'046
Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Vorräte (siehe Anmerkung 7)	(2'153)	(1'326)
Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Immaterielle Vermögenswerte	(4'740)	(2'199)
Total Betriebsaufwand, gemäss Erfolgsrechnung	174'687	207'521

Aufgrund einer internen Restrukturierung erfasste die Gruppe eine Planänderung und -kürzung im Zusammenhang mit der rechtlichen Integration einer Tochtergesellschaft. Der positive Dienstzeitaufwand in Höhe von CHF 1.4 Mio. ist in den Personalkosten enthalten.

6 ERTRAGSSTEUERN

Aufgrund des Verkaufs des gesamten Bestands an eigenen Aktien im ersten Halbjahr 2015 sind die ausstehenden Mitarbeiteraktienoptionen und die Mitarbeiteraktien nur durch das bedingte Aktienkapital (siehe Anmerkung 8) und nicht mehr durch eigene Aktien

gedeckt. Diese Änderung in der Finanzierung der Mitarbeiterbeteiligungspläne führte zu einem einmaligen Steuerertrag von CHF 0.8 Mio., wovon CHF 0.6 Mio. in der Erfolgsrechnung erfasst wurden und CHF 0.2 Mio. im Eigenkapital.

7 VORRÄTE

2010 schloss die Gruppe eine OEM-Vereinbarung mit einem global tätigen Diagnostikunternehmen ab, welche die Entwicklung und Lieferung eines dedizierten Diagnostikinstrumentes umfasst. Die damit verbundenen kundenspezifischen Entwicklungskosten werden derzeit in der Position «Vorräte» als Bestandteil der Produktionskosten aktiviert. Sie beliefen sich per Ende Juni 2016 auf CHF 117.9 Mio. (31. Dezember 2015: CHF 123.7 Mio.). Sämtliche

Versionen des Instruments wurden im Markt eingeführt, und der Kunde ruft die Geräte mittels Einzelbestellungen ab. Die anteiligen Entwicklungskosten werden in den Herstellkosten erfasst.

Weitere Informationen zu dieser wesentlichen Schätzunsicherheit und Annahme enthält Anmerkung 2.2.4 der konsolidierten Jahresrechnung 2015.

8 EIGENKAPITAL UND MITARBEITERBETEILIGUNGSPLÄNE

8.1 DIVIDENDENAUSCHÜTTUNG

	2015	2016
Anzahl der dividendenberechtigten Aktien	11'238'250	11'498'012
Dividendenausschüttung (CHF/Aktie)	1.50	1.75

8.2 VERÄNDERUNG DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Aktien (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)	Ausgegebene Aktien	Eigene Aktien	Ausstehende Aktien
Stand am 1. Januar 2015	11'444'576	(286'020)	11'158'556
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	1'457	-	1'457
Übertragung eigener Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	-	36'689	36'689
Verkauf eigener Aktien	-	249'331	249'331
Stand am 30. Juni 2015	11'446'033	-	11'446'033
Stand am 1. Januar 2016	11'467'577	-	11'467'577
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	60'970	-	60'970
Stand am 30. Juni 2016	11'528'547	-	11'528'547

8.3 BEDINGTES AKTIENKAPITAL FÜR DIE MITARBEITERBETEILIGUNGSPLÄNE

Aktien (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)	2015	2016
Stand am 1. Januar	858'636	835'635
Ausgeübte Mitarbeiteraktienoptionen	(1'457)	(60'970)
Stand am 30. Juni	857.179	774.665
Mitarbeiteraktienoptionen und Mitarbeiteraktien, noch nicht geliefert	303'029	293'284

8.4 BEDINGTES UND GENEHMIGTES AKTIENKAPITAL FÜR DIE ZUKÜNFTIGE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

	2015	2016
Bedingtes Aktienkapital		
Aktien (mit einem Nennwert von je CHF 0.10)	1'800'000	1'800'000
CHF	180'000	180'000
Genehmigtes Aktienkapital		
Verfalltermin	14.04.2016	13.04.2018
Aktien (mit einem Nennwert von je CHF 0.10)	2'200'000	2'200'000
CHF	220'000	220'000

Die Statuten der Tecan Group AG (Konzernmuttergesellschaft) verlangen, dass sich das vorhandene bedingte Aktienkapital für die zukünftige Unternehmensentwicklung in dem Umfang reduziert, als genehmigtes Kapital ausgegeben wird, und dass sich das

genehmigte Kapital in dem Umfang reduziert, als Aktien unter dem entsprechenden bedingten Kapital geschaffen werden. Hingegen bleibt das bedingte Aktienkapital für Mitarbeiterbeteiligungspläne von dieser Regelung unberührt.

8.5 MITARBEITERAKTIONSOPTIONSPLÄNE

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 10.4.1 in der konsolidierten Jahresrechnung 2015.)

Veränderung der Mitarbeiteraktienoptionen:

Mitarbeiteraktienoptionen	2015	2016
Stand am 1. Januar	124'379	117'167
Ausgeübt	(7'199)	(10'181)
Verwirkt oder verfallen	(873)	(2'362)
Stand am 30. Juni	116'307	104'624
Davon ausübbar Ende der Periode	50'915	49'873

8.6 MITARBEITERAKTIENPLÄNE (PERFORMANCE-SHARE-MATCHING-PLÄNE [PSMP] UND ANDERE AKTIENPLÄNE)

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 10.4.2 in der konsolidierten Jahresrechnung 2015.)

Veränderung der Mitarbeiteraktien:

Mitarbeiteraktien (ohne freiwillige Beteiligung)	2015	2016
Stand am 1. Januar	234'805	235'134
PSMP 2012 und 2013 - erdiente und übertragene Matching Shares	-	(24'571)
PSMP 2012 und 2013 - verwirkte Matching Shares	(62'855)	(31'131)
PSMP laufende Periode - übertragene Aktien aus Erstzuteilung (gesperrt)	20'727	23'316
PSMP laufende Periode - übertragene Aktien aus obligatorischer Zuteilung (gesperrt)	4'847	-
PSMP laufende Periode - maximal zugeteilte Matching Shares	63'935	58'291
PSMP - Aktien, deren Sperre aufgehoben wurde und die den Planteilnehmern zur Verfügung stehen	(5'181)	-
Aktienplan 2014 und 2015 - Verwaltungsrat - erdiente und übertragene Aktien	(3'151)	(2'902)
Aktienplan 2015 und 2016 - Verwaltungsrat - zugeteilte Aktien	2'902	2'251
Stand am 30. Juni	256'029	260'388
Davon erdient, aber bis zum Ende der Leistungsperiode gesperrt	41'149	57'774

9 UMRECHNUNGSKURSE HAUPTWÄHRUNGEN

CHF	Schlusskurse		Durchschnittskurse Januar bis Juni	
	31.12.2015	30.06.2016	2015	2016
EUR	1	1.09	1.06	1.10
USD	1	1.00	0.95	0.98

10 FINANZINSTRUMENTE UND VERKEHRSWERTANGABEN

Die flüssigen und geldnahen Mittel beinhalten für die Zwecke der Geldflussrechnung flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz und Kontokorrentkredite im Rahmen von Bank-Pooling-Vereinbarungen (31. Dezember 2015: CHF 0.0 Mio.; 30. Juni 2016: CHF 0.0 Mio.), die in der Position «Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate» enthalten sind.

10.1 BUCHWERTE UND VERKEHRSWERTE

	Buchwert				Verkehrswert					
	Flüssige und geldnahe Mittel	Kurzfristige Derivate	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	Langfristige Finanzanlagen	Total Aktiven	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten/passive Rechnungsabgrenzungen	Langfristige Kredite und Derivate	Total Verbindlichkeiten	
CHF 1'000										
Finanzinstrumente zum Verkehrswert										
Devisenterminkontrakte	-	1'269	-	100	1'369	(4'824)	-	(1'057)	(5'881)	
Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten¹										
Flüssige und geldnahe Mittel	208'434	-	-	-	208'434	-	-	-	-	
Forderungen	-	-	87'997	-	87'997	-	-	-	-	
Mietkautionen und sonstige Einlagen	-	-	322	655	977	-	-	-	-	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(2'578)	-	-	(2'578)	
Bankkredite	-	-	-	-	-	(2'597)	-	(2'545)	(5'142)	(5'108)
Sonstige Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	(1'919)	(1'919)	(1'996)
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-	-	(51'062)	-	(51'062)	
Total Finanzinstrumente	208'434	1'269	88'319	755	298'777	(9'999)	(51'062)	(5'521)	(66'582)	
Überleitungspositionen ²	-	-	10'858	-	10'858	-	(13'676)	-	(13'676)	
Stand am 31. Dezember 2015	208'434	1'269	99'177	755	309'635	(9'999)	(64'738)	(5'521)	(80'258)	

¹ Der Buchwert der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumente ist aufgrund ihrer kurzfristigen Natur eine vernünftige Annäherung an deren Verkehrswert. Bank- und sonstige Kredite bilden aufgrund ihrer langfristigen Natur die einzige Ausnahme.

² Forderungen/Verbindlichkeiten, die sich aus der Methode «Gewinnrealisierung nach Leistungsfortschritt» (percentage of completion), MwSt./sonstigen nicht ertragsbezogenen Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträgen ergeben.

					Buchwert				Verkehrswert
	Flüssige und geldnahe Mittel	Kurzfristige Derivate	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	Langfristige Finanzanlagen	Total Aktiven	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten/passive Rechnungsabgrenzungen	Langfristige Kredite und Derivate	
CHF T'000									
Finanzinstrumente zum Verkehrswert									
Devisenterminkontrakte	-	326	-	182	508	(2'517)	-	(137)	(2'654)
Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten¹									
Flüssige und geldnahe Mittel	246'881	-	-	-	246'881	-	-	-	-
Forderungen	-	-	71'717	-	71'717	-	-	-	-
Mietkautionen und sonstige Einlagen	-	-	340	669	1'009	-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(2'126)	-	-	(2'126)
Bankkredite	-	-	-	-	-	(3'555)	-	(2'247)	(5'802)
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-	-	(39'525)	-	(39'525)
Total Finanzinstrumente	246'881	326	72'057	851	320'115	(8'198)	(39'525)	(2'384)	(50'107)
Überleitungspositionen ²	-	-	11'721	-	11'721	-	(13'848)	-	(13'848)
Stand am 30. Juni 2016	246'881	326	83'778	851	331'836	(8'198)	(53'373)	(2'384)	(63'955)

¹ Der Buchwert der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumente ist aufgrund ihrer kurzfristigen Natur eine vernünftige Annäherung an deren Verkehrswert. Bank- und sonstige Kredite bilden aufgrund ihrer langfristigen Natur die einzige Ausnahme.

² Forderungen/Verbindlichkeiten, die sich aus der Methode «Gewinnrealisierung nach Leistungsfortschritt» (percentage of completion), MwSt./sonstigen nicht ertragsbezogenen Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträgen ergeben.

10.2 VERWENDETE BEWERTUNGSTECHNIKEN

Position	Stufe	Datenquelle	Modell
Devisenterminkontrakte	Stufe 2	Bloomberg	(Terminkurs - [Kassakurs +/- Swappunkte]) * Betrag in Fremdwährung
Bankkredite und sonstige Darlehen	Stufe 2	Bloomberg	Der Verkehrswert wird durch Diskontierung der zukünftigen Geldflüsse mit dem aktuellen, für ähnliche Finanzinstrumente der Gruppe geltenden Marktzins berechnet.

2015 und 2016 wurden zwischen den einzelnen Ebenen keine Verschiebungen vorgenommen.

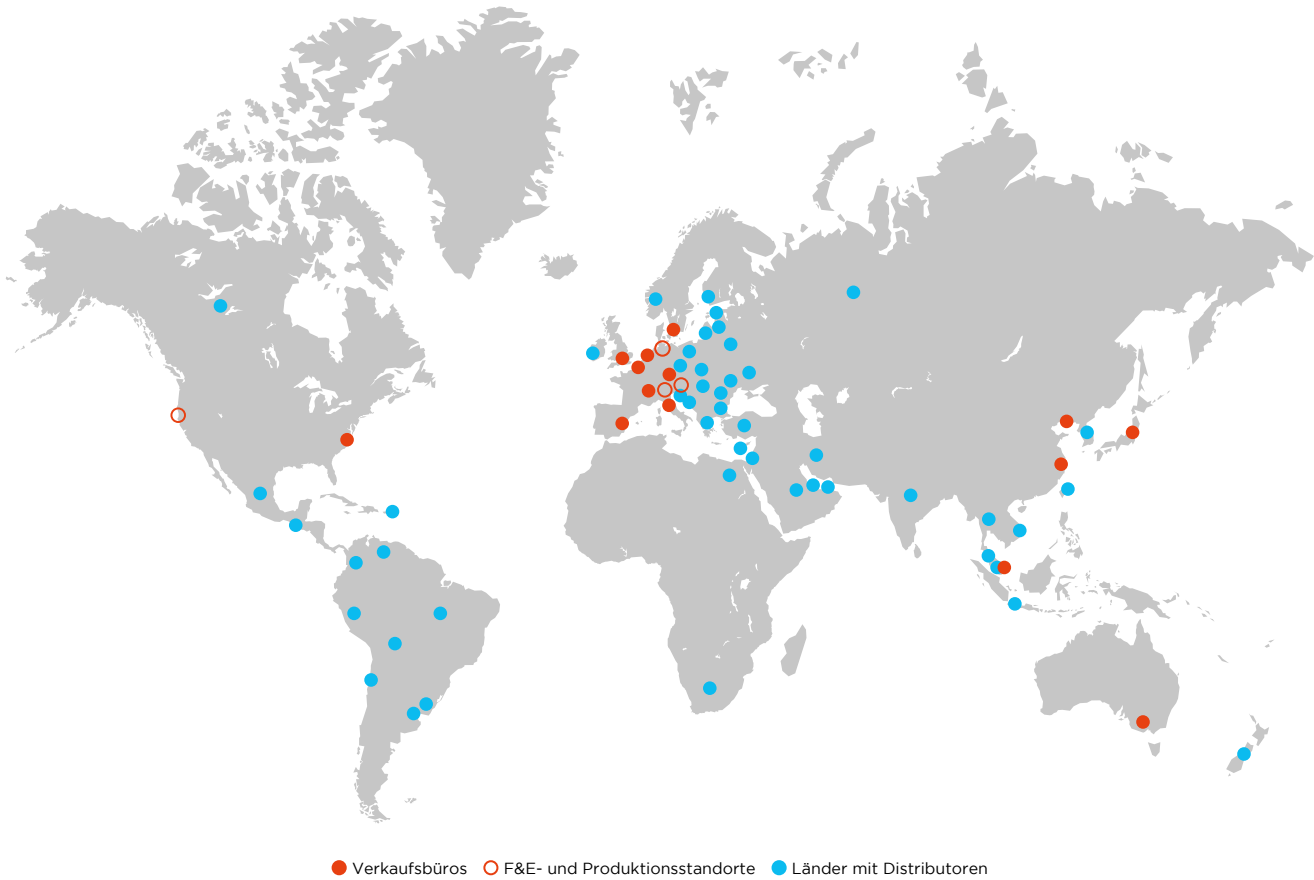
11 EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND KAUFVERPFLICHTUNGEN

Bezüglich Eventualverbindlichkeiten und Kaufverpflichtungen gab es keine wesentlichen Änderungen.

12 EREIGNISSE NACH BILANZSTICHTAG

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die Anpassungen oder Offenlegungen in diesem konsolidierten Zwischenabschluss erfordern würden.

Global.



TECAN GRUPPE

Hauptsitz

Tecan Group AG
Seestrasse 103
8708 Männedorf
Schweiz
T +41 44 922 88 88
F +41 44 922 88 89

PRODUKTIONS- UND ENTWICKLUNGSSTANDORTE

Tecan Schweiz AG
Seestrasse 103
8708 Männedorf
Schweiz
T +41 44 922 81 11
F +41 44 922 81 12

Tecan Austria GmbH
Untersbergstrasse 1a
5082 Grödig/Salzburg
Österreich
T +43 62 46 89 33
F +43 62 46 72 770

Tecan Systems, Inc.
2450 Zanker Road
San Jose
CA 95131, USA
T +1 408 953 3100
F +1 408 953 3101

IBL International GmbH
Flughafenstrasse 52a
22335 Hamburg
Deutschland
T +49 40 532 891 0
F +49 40 532 891 11

VERKAUFS- UND SERVICESTANDORTE

Australien +61 7 3897 1616
Belgien +32 15 42 13 19
China +86 21 2898 6333
Deutschland +49 79 51 94 170
England +44 118 9300 300
Frankreich +33 4 72 76 04 80
Italien +39 02 92 44 790
Japan +81 44 556 73 11
Niederlande +31 18 34 48 17 4

Österreich +43 62 46 89 330
Schweden +46 31 75 44 000
Schweiz +41 44 922 81 11
Singapur +65 644 41 886
Spanien +34 93 490 01 74
USA +1 919 361 5200
ROW +41 44 922 81 25

IMPRESSUM

Herausgeberin

Tecan Group AG
Seestrasse 103
8708 Männedorf
Schweiz
T + 41 44 922 84 30
F + 41 44 922 88 89
investor(at)tecan.com
www.tecan.com

Projektleitung/Redaktion

Tecan Group AG, Männedorf
Martin Brändle
Vice President, Communications
& Investor Relations

Designkonzept und Realisation

UP THERE, EVERYWHERE, Schweden
W4 Marketing AG, Zürich

Fotos

UP THERE, EVERYWHERE, Schweden

Übersetzung

CLS Communication AG, Zürich/Basel

Alle Aussagen dieses Berichts, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistungen bieten. Sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten betreffend zukünftige aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Dieser Halbjahresbericht liegt in englischer und deutscher Sprache vor und ist auch auf der Website www.tecan.com abrufbar. Für den Finanzbericht ist die englische Fassung massgebend.

