

Advancing.





Inhalt.

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



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Tecan erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen starken Auftragseingang und ein hohes Umsatzwachstum im Life Sciences Business. Auch der Gesamtumsatz hat sich im laufenden Geschäftsjahr erneut gut entwickelt.

Besonders erfreulich ist das starke Wachstum in unserem Endkundengeschäft, dem Life Sciences Business, sowie im Komponentengeschäft als Teil des Partnering Business. Ebenso verzeichneten wir einmal mehr hohe Wachstumsraten in beiden Geschäftssegmenten in China.

Auch beim Gewinn konnten wir trotz der Verbuchung von Integrationskosten deutlich zulegen. Insgesamt lag die Entwicklung damit im Rahmen unserer Erwartungen.

FINANZRESULTATE FÜR DAS ERSTE HALB- JAHR 2017

Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Halbjahr 2017 um 16.7% in Lokalwährungen auf CHF 291.2 Mio. (H1 2016: CHF 250.6 Mio.); dies entspricht einer Zunahme von 16.2% in Schweizer Franken. Beide Geschäftssegmente konnten hierzu mit einer zweistelligen Wachstumsrate beitragen. Auf organischer Basis, d.h. ohne die neuen Gesellschaften SPEware (jetzt Tecan SP, Inc.) und Pulssar Technologies S.A.S., legte der Auftragseingang im ersten Halbjahr um 12.5% in Lokalwährungen bzw. 12.0% in Schweizer Franken zu. SPEware wird seit Oktober 2016 in der Jahresrechnung der Tecan Group konsolidiert und Pulssar, die im Berichtszeitraum nur einen geringen Beitrag leistete, seit März 2017. Wegen des starken Auftragseingangs, der die Umsätze deutlich überstieg, erhöhte sich auch der Auftragsbestand per 30. Juni 2017.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 8.0% in Lokalwährungen bzw. 7.7% in Schweizer Franken auf CHF 253.3 Mio. (H1 2016: CHF 235.3 Mio.). Dies entspricht einem organischen Wachstum von 3.4% in Lokalwährungen bzw. 3.1% in Schweizer Franken im Vergleich zur Vorjahresperiode. Im ersten Halbjahr 2016 profitierte das Geschäftssegment Partnering Business von einem positiven Einmaleffekt, da ein Firmenkunde die letzte grössere Bestellung für eine auslaufende Plattform getätigt hatte. Das Geschäftssegment Life Science Business wuchs erneut mit einer hohen Rate und konnte diesen Effekt mehr als ausgleichen.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) erhöhte sich im Berichtszeitraum um 8.8% auf CHF 41.3 Mio. (H1 2016: CHF 37.9 Mio.). Die EBITDA-Marge stieg inklusive der Integrationskosten für Akquisitionen auf 16.3% des Umsatzes (H1 2016: 16.1%). Die leichte Margenverbesserung, die bereits im ersten Halbjahr erreicht wurde, war zum einen von positiven Volumen- und Preiseffekten getrieben; zum anderen steigerte Tecan die Effizienz in der Beschaffung und Produktion sowie in Forschung und Entwicklung.

Der Periodengewinn stieg im ersten Halbjahr 2017 um 9.6% und erreichte CHF 25.7 Mio. (H1 2016: CHF 23.5 Mio.). Dabei verbuchte Tecan für die Übernahmen von Sias, SPEware und Pulssar leicht höhere Integrationskosten als in der Vorjahresperiode. Die Gewinnmarge belief sich im ersten Halbjahr 2017 auf 10.1% des Umsatzes (H1 2016: 10.0%) und der Gewinn pro Aktie auf CHF 2.22 (H1 2016: CHF 2.04).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit lag bei CHF 31.7 Mio. und damit niedriger als in der Vorjahresperiode, in der eine weitere Teilrückzahlung von Entwicklungskosten durch einen OEM-Partner verbucht werden konnte (H1 2016: CHF 64.9 Mio.). Der operative Geldzufluss im ersten Halbjahr 2017 entsprach damit 12.5% des Umsatzes.

INFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSSEGMENTEN

LIFE SCIENCES BUSINESS (ENDKUNDENGESCHÄFT)

Im ersten Halbjahr 2017 stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 18.2% in Lokalwährungen und erreichte CHF 138.2 Mio. (H1 2016: CHF 117.7 Mio.); in Schweizer Franken lag der Umsatz um 17.4% über dem Vorjahreswert. Auf organischer Basis, ohne die erstmalige Einbeziehung der Verkäufe von SPEware (jetzt Tecan SP), erhöhte sich der Umsatz im ersten Halbjahr 2017 um 9.5% in Lokalwährungen. Das Wachstum war dabei breit abgestützt. Verschiedene Instrumentenplattformen, das Servicegeschäft und ein erneut starkes Wachstum bei Verbrauchsmaterialien trugen dazu bei. Regional stach einmal mehr China mit einer hohen Wachstumsrate hervor. Der Auftragseingang im Life Sciences Business entwickelte sich sowohl organisch wie auch unter Einbeziehung von Tecan SP im Einklang mit den Umsätzen.

Das Betriebsergebnis des Segments stieg um 46.5% auf CHF 17.8 Mio. (H1 2016: CHF 12.2 Mio.). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem Umsatzwachstum sowie aus weiteren Effizienzsteigerungen. Die Betriebsrendite steigerte sich um 250 Basispunkte auf 12.4% des Umsatzes (H1 2016: 9.9%).

PARTNERING BUSINESS (OEM-GESCHÄFT)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 115.1 Mio. (H1 2016: CHF 117.6 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang von 2.1% in Lokalwährungen wie auch in Schweizer Franken gegenüber der hohen Basis in der Vorjahresperiode, als die Umsatzentwicklung von der grösseren letzten Bestellung einer auslaufenden Instrumentenplattform profitiert hatte. Die fehlenden Umsätze der ausgelaufenen Instrumentenplattform konnten durch neue Instrumentenplattformen und durch ein starkes Wachstum im Komponentengeschäft sowie bei Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien annähernd kompensiert werden. Der Auftragseingang im Partnering Business erhöhte sich dagegen im ersten Halbjahr 2017 mit einer zweistelligen Rate. Die Akquisition von Pulsar Technologies, seit 1. März 2017 in der Jahresrechnung konsolidiert, hatte nur eine geringe Auswirkung auf die Umsätze. Auf organischer Basis, ohne Einbeziehung der Verkäufe von Pulsar, lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2017 um 2.6% unter dem Vorjahreswert.

Das Betriebsergebnis des Geschäftssegments lag im Berichtszeitraum bei CHF 19.0 Mio. (H1 2016: CHF 20.9 Mio.). Hauptsächlich wegen der tieferen Umsätze und dem Produktemix lag die Betriebsrendite mit 16.4% des Umsatzes unter dem Wert der Vorjahresperiode (H1 2016: 17.7%).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

REGIONALE ENTWICKLUNG

In Europa lag der Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2017 in Lokalwährungen um 13.1% und in Schweizer Franken um 14.0% unter dem Vorjahreswert. Diese Entwicklung war hauptsächlich dem positiven Einmaleffekt in der Vorjahresperiode im Geschäftssegment Partnering Business und der damit einhergehenden hohen Vergleichsbasis geschuldet. Das Life Sciences Business verzeichnete in dieser Region dagegen ein starkes Wachstum.

In Nordamerika erhöhte sich der Umsatz im ersten Halbjahr um 31.7% in Lokalwährungen und 33.0% in Schweizer Franken. Das Life Sciences Business verzeichnete in dieser Region ein hohes Wachstum, welches sowohl von einer soliden organischen Umsatzsteigerung wie auch vom erstmaligen Beitrag der SPEware-Produkte profitierte. Ebenso wuchs das Partnering Business mit einer deutlich zweistelligen Rate, unterstützt von einem starken Wachstum des Komponentengeschäfts.

Auch in Asien erzielte Tecan erneut ein deutliches Umsatzplus von 16.1% in Lokalwährungen und 15.0% in Schweizer Franken. Dabei steigerten beide Segmente den Umsatz mit einer zweistelligen Wachstumsrate, wiederum getrieben von der besonders positiven Entwicklung in China.

WIEDERKEHRENDE UMSÄTZE MIT SERVICELEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien wuchsen im ersten Halbjahr 2017 um 26.0% in Lokalwährungen bzw. um 25.5% in Schweizer Franken. Die hohe Umsatzsteigerung war sowohl vom starken organischen Wachstum wie auch vom erstmaligen Beitrag der SPEware-Verbrauchsmaterialien unterstützt. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte damit 44.7% am Gesamtumsatz, den bisher höchsten je erreichten Wert (H1 2016: 38.3%). Auf Serviceleistungen (einschliesslich Ersatzteile) entfielen dabei 23.1% des Gesamtumsatzes, auf Verbrauchsmaterialien (Kunststoff und Reagenzien) 21.6%.

OPERATIVE LEISTUNGEN IN DER ERSTEN JAHRESHÄLFTE 2017

Bei der Integration der US-amerikanischen Gesellschaft SPEware Corporation (heute Tecan SP, Inc.) erzielte Tecan im ersten Halbjahr 2017 grosse Fortschritte. Dieses im September 2016 akquirierte Unternehmen ist ein führender Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie. Im Berichtszeitraum wurde die gemeinsame Vermarktung von Lösungen vorbereitet, bei denen sich die etablierten Automationsplattformen von Tecan und die Technologien von Tecan SP optimal

ergänzen. Die Produkte von Tecan SP waren bisher hauptsächlich in Nordamerika erfolgreich und werden zukünftig von der starken globalen Vertriebsstruktur der Tecan-Gruppe profitieren. Der Vermarktungsstart in Europa ist für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant.

Ebenso kam Tecan mit der Integration der im März 2017 übernommenen französischen Pulsar Technologies S.A.S. gut voran. Die Pulsar-Präzisionspumpen erweitern das Technologieportfolio des Komponentengeschäfts von Tecan im Partnering Business und erfüllen anwendungsspezifische Kundenbedürfnisse in verschiedenen Marktsegmenten. Zurzeit laufen Vorbereitungen zur Verlagerung der Pulsar-Fertigung von Paris nach San Jose (USA), wo Tecan traditionell Komponenten entwickelt und herstellt.

Wie Ende Juni bekannt gegeben, startet Tecan im Partnering Business mit dem italienischen Partner DiaSorin ein gemeinsames Projekt zur Entwicklung einer neuen Plattform. Die neue Plattform soll eine Systemlösung im Bereich der Molekulardiagnostik bieten, die den kompletten Arbeitsablauf von der Probenvorbereitung bis zur Analyse abdeckt. Im Rahmen des Projektes wird DiaSorin die Fluent®-Laborautomationslösung von Tecan als Nukleinsäure-Extraktions-Plattform einsetzen. DiaSorin gehört zu den weltweit führenden Diagnostikunternehmen.

GESUNDE BILANZ - HOHE EIGENKAPITALQUOTE

Zum 30. Juni 2017 erhöhte sich die Eigenkapitalquote von Tecan auf 67.9% (31. Dezember 2016: 66.2%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erreichte CHF 243.9 Mio. (31. Dezember 2016: CHF 242.3 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2017 bei CHF 1'164'778 (31. Dezember 2016: CHF 1'154'137), eingeteilt in 11'647'777 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert. An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 11. April 2017 stimmten die Aktionäre einer Dividende in Vorjahreshöhe bzw. von CHF 1.75 je Aktie zu. Die Auszahlung der Dividende von insgesamt CHF 20.3 Mio. erfolgte per 19. April 2017.

AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2017 BESTÄTIGT

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Tecan weiterhin ein Wachstum des Gruppenumsatzes von mehr als 6% in Lokalwährungen. Tecan erwartet auch weiterhin, die ausgewiesene EBITDA-Marge auf über 18% des Umsatzes zu steigern, einschliesslich akquisitionsbedingter Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken.

Diese Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2017, wonach ein Euro CHF 1.07 entspricht und ein US-Dollar CHF 0.99. Sie enthalten keine Beiträge aus weiteren Akquisitionen.

Männedorf, 11. August 2017



ROLF A. CLASSON
Präsident des Verwaltungsrats



DR. DAVID MARTYR
Chief Executive Officer

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

Januar bis Juni, CHF 1'000	Anhang	2016	2017
Umsatz	4	235'258	253'283
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen		(122'959)	(133'423)
Bruttogewinn		112'299	119'860
Verkauf und Marketing		(38'223)	(40'362)
Forschung und Entwicklung		(22'876)	(23'524)
Administration und Verwaltung		(23'806)	(25'951)
Sonstiger Betriebsertrag		343	24
Sonstiger Betriebsaufwand		-	(490)
Betriebsergebnis	4	27,737	29,557
Finanzertrag		277	6
Finanzaufwand		(312)	(437)
Nettofremdwährungsgewinne		831	1,952
Finanzergebnis		796	1,521
Gewinn vor Steuern		28'533	31,078
Ertragssteuern		(5'082)	(5'376)
Periodengewinn, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar		23'451	25'702
Gewinn pro Aktie			
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		2.04	2.22
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		2.00	2.19

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Januar bis Juni, CHF 1'000	Anhang	2016	2017
Periodengewinn		23'451	25'702
<i>Sonstige Ergebnisse</i>			
Neubemessung der netto leistungsorientierten Vorsorgeverpflichtung		(13'894)	2'363
Zugehörige Ertragssteuern		2'396	(423)
Positionen, die nicht in die Erfolgsrechnung umklassiert werden, nach Ertragssteuern		(11'498)	1'940
Umrechnungsdifferenzen	8	(1'282)	(1'885)
Zugehörige Ertragssteuern		10	(54)
Positionen, die nachträglich in die Erfolgsrechnung umklassiert werden können, nach Ertragssteuern		(1'272)	(1'939)
<i>Sonstige Ergebnisse [(Verlust)/Gewinn], nach Ertragssteuern</i>		(12'770)	1
Gesamtergebnis der Periode, den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbar		10'681	25'703

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

KONSOLIDIERTE BILANZ**AKTIVEN**

CHF T'000	Anhang	31.12.2016	30.06.2017
Flüssige und geldnahe Mittel		246'744	250'082
Kurzfristige Derivate		3'038	1'068
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		97'045	92'768
Sonstige Forderungen		9'784	13'177
Vorräte	6	168'409	170'865
Guthaben aus laufenden Ertragssteuern		1'633	3'798
Aktive Rechnungsabgrenzungen		3'497	4'560
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte	3.2	4'140	4'140
Umlaufvermögen		534'290	540'458
Langfristige Finanzanlagen	9	692	1'443
Sachanlagen		20'290	19'938
Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill		164'685	164'886
Latente Steuerguthaben		16'204	15'113
Anlagevermögen		201'871	201'380
Aktiven		736'161	741'838

PASSIVEN

CHF T'000	Anhang	31.12.2016	30.06.2017
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9	7'780	11'183
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10'057	14'227
Sonstige Verbindlichkeiten		14'155	16'033
Kurzfristige Umsatzabgrenzung		33'379	34'668
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern		13'046	10'591
Passive Rechnungsabgrenzungen		40'294	32'413
Kurzfristige Rückstellungen		21'596	20'512
Zur Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten	3.2	1'649	1'593
Kurzfristige Verbindlichkeiten		141'956	141'220
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9	11'078	6'886
Langfristige Umsatzabgrenzung		46'945	42'601
Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses		30'146	29'239
Langfristige Rückstellungen		4'199	4'307
Latente Steuerschulden		14'752	14'128
Langfristige Verbindlichkeiten		107'120	97'161
Total Verbindlichkeiten		249'076	238'381
Aktienkapital		1'154	1'165
Kapitalreserven		33'061	35'042
Gewinnreserven		485'230	501'549
Umrechnungsdifferenzen		(32'360)	(34'299)
Eigenkapital	7	487'085	503'457
Passiven		736'161	741'838

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

Anhang	2016	2017
Januar bis Juni, CHF 1'000		
Periodengewinn	23'451	25'702
Anpassungen für		
Abschreibungen	10'201	11'713
Veränderung der Rückstellungen und der Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	(1'383)	584
Zinsertrag	(277)	(6)
Zinsaufwand	176	327
Ertragssteuern	5'082	5'376
Anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente	7'996	8'691
Sonstige nicht geldwirksame Posten	(569)	2'829
Veränderung des Umlaufvermögens		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15'844	2'303
Vorräte	6 (1'446)	(2'929)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(723)	4'118
Veränderung des sonstigen Umlaufvermögens (netto)	14'125	(17'056)
Bezahlte Ertragssteuern	(7'548)	(9'940)
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	64'929	31'712
Erhaltene Zinsen	254	7
Übernahme von Pulssar Technologies S.A.S., abzüglich erworbener flüssiger Mittel	3.1 -	(2'895)
Kauf von Sachanlagen	(2'693)	(3'350)
Zufluss aus Verkauf von Sachanlagen	32	58
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	(2'676)	(6'174)
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(5'083)	(12'354)
Zufluss aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen	815	1'992
Dividendenausschüttung	(20'122)	(20'315)
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten	(451)	2'090
Aufnahme von Bankkrediten	720	-
Rückzahlung von Bankkrediten	-	(1'495)
Rückzahlung sonstige Darlehen	(1'959)	-
Bezahlte Zinsen	(154)	(139)
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(21'151)	(17'867)
Auswirkung von Wechselkurschwankungen auf Bestand an flüssigen Mitteln	(248)	(363)
Zunahme flüssiger und geldnahe Mittel	38'447	1'128
Flüssige und geldnahe Mittel, abzüglich Kontokorrentkredite am 1. Januar	9 208'434	246'744
Flüssige und geldnahe Mittel, abzüglich Kontokorrentkredite am 30. Juni	9 246'881	247'872

KONSOLIDierter EIGENKAPITALNACHWEIS

	Anhang	Aktien- kapital	Kapital- reserven	Gewinn- reserven	Umrechnungs- differenzen	Total Eigenkapital
Januar bis Juni, CHF 1'000						
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	7	6	809	(12'347)	-	(11'532)
Stand am 30. Juni 2016		1'153	31'923	440'351	(33'605)	439'822
Stand am 1. Januar 2017		1'154	33'061	485'230	(32'360)	487'085
Periodengewinn		-	-	25'702	-	25'702
Sonstige Ergebnisse (Gewinn), nach Ertragssteuern		-	-	1'940	(1'939)	1
Gesamtergebnis der Periode		-	-	27'642	(1'939)	25'703
Dividendenausschüttung		-	-	(20'315)	-	(20'315)
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen		11	1'981	-	-	1'992
Anteilsbasierte Vergütungen		-	-	8'992	-	8'992
Summe der Einlagen von Eigentümern und Ausschüttungen an Eigentümer	7	11	1'981	(11'323)	-	(9'331)
Stand am 30. Juni 2017		1'165	35'042	501'549	(34'299)	503'457

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 Aktiengesellschaft, deren Anteile öffentlich gehandelt werden. Der Sitz 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 2017. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit IAS 34 «Zwischenberichterstattung» erstellt und sollte in Verbindung mit der konsolidierten Jahresrechnung 2016 der Gruppe gelesen werden, da er eine Aktualisierung früher veröffentlichter Informationen darstellt. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde am 11. August 2017 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, 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 2017 – den Grundsätzen der Rechnungslegung, die der konsolidierten Jahresrechnung 2016 zugrunde lagen:

Standard/Ausführungsbestimmung ¹
IAS 7 (ergänzt) «Kapitalflussrechnung» - Offenlegungsinitiative
IAS 12 (ergänzt) «Ertragssteuern» - Ansatz von Vermögenswerten aus latenten Steuern für nicht realisierte Verluste
Jährliche Verbesserungen der IFRS - Zyklus 2014-2016

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 und hat sich nicht wesentlich auf die Jahresrechnung ausgewirkt.

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
IFRIC 22 «Transaktionen in fremder Währung und im Voraus gezahlte Gegenleistungen»	Berichtsjahr 2018
IAS 40 (ergänzt) «Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien» - Übertragungen	Berichtsjahr 2018
IFRS 2 «Anteilsbasierte Vergütung» - Klassierung und Bemessung von anteilsbasierten Vergütungstransaktionen	Berichtsjahr 2018
IFRS 9 «Finanzinstrumente»	Berichtsjahr 2018
IFRS 15 «Erlöse aus Verträgen mit Kunden»	Berichtsjahr 2018
IFRIC 23 «Unsicherheit bezüglich der ertragssteuerlichen Behandlung»	Berichtsjahr 2019
IFRS 16 «Leasingverhältnisse»	Berichtsjahr 2019
IFRS 17 «Versicherungsverträge»	Berichtsjahr 2021
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. Für IFRS 16 steht eine umfassende und eingehende Analyse noch aus.

Die Gruppe hat die Auswirkungen von IFRS 15 auf die aktuell angewandten Grundsätze der Umsatzlegung untersucht. Aufgrund von deren Natur, erwartet die Gruppe für den grössten Teil ihrer

Umsätze keine Veränderungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Umsatzlegung. Allerdings wird die Einführung des Standards die Möglichkeit einschränken, die Methode der Gewinnrealisierung nach Leistungsfortschritt (percentage of completion) anzuwenden, sodass sich der Zeitpunkt der Umsatzlegung für Entwicklungsdienstleistungen ändern kann. Ferner wird die Darstellung in der Bilanz angepasst, und es werden zusätzliche Angaben im Anhang erforderlich werden. Die Gruppe analysiert die Auswirkungen weiter.

3 KONSOLIDIERUNGSKREIS

3.1 ÄNDERUNGEN IM KONSOLIDIERUNGSKREIS: ÜBERNAHME DURCH UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS

Am 28. Februar 2017 erwarb die Gruppe 100% der Stimmrechte an Pulsar Technologies S.A.S. (Paris, Frankreich) zwecks Erweiterung des Technologieportfolios ihres «Partnering Business».

Der Verkehrswert der identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der Nettogeldabfluss zum Zeitpunkt der Übernahme waren:

	28.02.2017 Pulsar
CHF T'000	
Flüssige und geldnahe Mittel	6
Vorräte	221
Sonstiges Umlaufvermögen	255
Sachanlagen	37
Immaterielle Vermögenswerte	2'187
Aktiven	2'706
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(500)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	(273)
Passive Rechnungsabgrenzungen	(63)
Verbindlichkeit für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	(38)
Latente Steuerschulden	(209)
Verbindlichkeiten	(1'083)
Total identifizierbare Nettoaktiven zum Verkehrswert	1'623
Goodwill durch Übernahme	3'021
Übertragbare Gegenleistung für den Unternehmenszusammenschluss	4'644
Erworbene flüssige Mittel	(6)
Bedingte Zahlung (Earn-out)	(1'743)
Nettogeldabfluss	2'895

Die Erstkonsolidierung erfolgte nach der «Erwerbsmethode» (acquisition method). Der resultierende Goodwill repräsentiert die erwarteten Synergien aus der Übernahme, die Arbeitskräfte und die sonstigen immateriellen Vermögenswerte, die nicht einzeln identifizierbar waren. Der Goodwill ist voraussichtlich nicht steuerlich abzugsfähig.

Der Verkehrswert der bedingten Zahlung wurde zum Erwerbszeitpunkt auf CHF 1.7 Mio. geschätzt. Der Verkehrswert wurde

anhand der Discounted-Cashflow-Methode mit einem Diskontsatz von 11.0% berechnet. Mit dem Verkäufer wurde eine bedingte Zahlung von EUR 2.0 Mio. bei Erreichen eines umsatzbasierten Meilensteins im Jahr 2019 vereinbart. Aufgrund des der Übernahme zugrunde liegenden Geschäftsplans ist davon auszugehen, dass der volle Betrag zahlbar sein wird.

Seit der Übernahme trug Pulsar Technologies S.A.S. CHF 0.6 Mio. zum Umsatz der Tecan Gruppe bei und schmälerte das

Betriebsergebnis um CHF 0.1 Mio. Wäre die Übernahme bereits zum 1. Januar 2017 erfolgt, schätzt das Management, dass der konsolidierte Umsatz und das konsolidierte Betriebsergebnis für das erste Halbjahr 2017 CHF 253.6 Mio. bzw. CHF 29.6 Mio. betragen

hätten. Der Gruppe entstanden übernahmebedingte Rechtsberatungs- und Due-Diligence-Kosten in Höhe von CHF 0.2 Mio. Diese Kosten wurden unter «Administration und Verwaltung» erfasst.

3.2 VERÄUSSERUNGSGRUPPE (DISPOSAL GROUP)

Nach der Verlegung der gesamten Geschäftstätigkeit nach Männedorf beschloss das Management im zweiten Halbjahr 2016, seine Fertigungsstätte zu verkaufen. Dementsprechend

werden die Fertigungsstätte und die damit verbundene Hypothek als Veräußerungsgruppe ausgewiesen. Die Bestrebungen zum Verkauf der Veräußerungsgruppe werden weiter vorangetrieben.

Die Veräußerungsgruppe setzte sich aus folgenden Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammen:

CHF T'000	Anhang	31.12.2016	30.06.2017
Grundstück und Gebäude in Hombrechtikon, Zürich (CH)		4'140	4'140
Zur Veräußerung gehaltene Aktiven		4'140	4'140
Hypothek	9	1'575	1'535
Zinsderivat		74	58
Zur Veräußerung gehaltene Verbindlichkeiten		1'649	1'593

Grundstück und Gebäude werden mit dem niedrigeren von Buchwert und Verkehrswert abzüglich Veräußerungskosten bewertet.

4 SEGMENTINFORMATIONEN

4.1 INFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSSEGMENTEN

Januar bis Juni, CHF T'000	Life Sciences Business		Partnering Business		Corporate/Konsolidierung		Gruppe	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Umsatz Dritte	117'699	138'185	117'559	115'098	-	-	235'258	253'283
Umsatz Intersegment	5'465	5'174	753	762	(6'218)	(5'936)	-	-
Total Umsatz	123'164	143'359	118'312	115'860	(6'218)	(5'936)	235'258	253'283
Betriebsergebnis	12'174	17'837	20'894	18'972	(5'331)	(7'252)	27'737	29'557
Abschreibungen	(5'934)	(7'354)	(4'267)	(4'359)	-	-	(10'201)	(11'713)
Wertminderungen	-	-	-	-	-	-	-	-

Januar bis Juni, CHF T'000	2016	2017
Überleitung Umsatz der berichtspflichtigen Segmente		
Gesamtumsatz der berichtspflichtigen Segmente	241'476	259'219
Eliminierung des Intersegment-Umsatzes	(6'218)	(5'936)
Konsolidierter Umsatz	235'258	253'283
Überleitung Ergebnis der berichtspflichtigen Segmente		
Total Betriebsergebnis der berichtspflichtigen Segmente	33'068	36'809
Nicht zugeordnete Kosten (Geschäftsentwicklung, Investor Relations und andere Corporate-Kosten) und Konsolidierungsbuchungen	(5'331)	(7'252)
Finanzergebnis	796	1'521
Konsolidierter Gewinn vor Steuern	28'533	31'078

4.2 UNTERNEHMENSWEITE ANGABEN

Produkte und Dienstleistungen

Januar bis Juni, CHF T'000	2016	2017
Produkte	156'079	160'862
Dienstleistungen	79'179	92'094
Leasingverhältnisse	-	327
Total Umsatz Dritte	235'258	253'283

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Juni, CHF T'000	2016	2017
Schweiz	3'677	4'695
Übriges Europa	107'974	91'330
Nordamerika	83'340	110'819
Asien	34'266	39'412
Sonstige	6'001	7'027
Total Umsatz Dritte	235'258	253'283

Anlagevermögen nach Regionen (nach Standort der Aktiven)

CHF T'000	Sachanlagen		Immaterielle Vermögenswerte	
	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017
Schweiz	9'658	9'787	93'003	92'415
Übriges Europa	4'713	4'538	10'537	15'680
Nordamerika	5'554	5'230	60'986	56'671
Asien	365	383	159	120
Total	20'290	19'938	164'685	164'886

Information über wichtige Kunden

Im ersten Halbjahr 2017 gab es Umsätze (CHF 34.9 Mio.) mit einem einzelnen Kunden im Geschäftssegment «Partnering Business», die insgesamt 10% des Gesamtumsatzes im ersten

Halbjahr 2017 überstiegen (erstes Halbjahr 2016: ein einzelner Kunde [CHF 46.9 Mio.] im Geschäftssegment «Partnering Business»).

5 BETRIEBSAUFWAND NACH KOSTENARTEN

Januar bis Juni, CHF T'000	2016	2017
Materialkosten	82'790	87'783
Personalkosten	85'827	92'143
Abschreibungen auf Sachanlagen	3'406	3'403
Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten	6'795	8'310
Sonstige Betriebskosten (netto)	32'228	38'026
Total angefallene Betriebskosten (brutto)	211'046	229'665
Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Vorräte	(1'326)	(500)
Aktivierung von Entwicklungskosten in der Position Immaterielle Vermögenswerte	(2'199)	(5'439)
Total Betriebsaufwand, gemäss Erfolgsrechnung	207'521	223'726

Im Zusammenhang mit der rechtlichen Integration einer Tochtergesellschaft im Vorjahr erfasste die Gruppe eine Plankürzung. Der positive Dienstzeitaufwand in Höhe von CHF 1.4 Mio. ist in den Personalkosten 2016 enthalten.

6 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 wurden in der Position «Vorräte» als Bestandteil der Produktionskosten aktiviert. Die Lieferung der Instrumente, die über einen Zeitraum von über 10 Jahren erfolgt, begann im Oktober 2014. Der Kunde fordert die Geräte mittels Einzelbestellungen an. Nach

Ausführung der Einzelbestellungen erfasst die Gruppe die entsprechenden Entwicklungskosten in den Herstellkosten. Die verbleibenden aktivierten Entwicklungskosten beliefen sich per Ende Juni 2017 auf CHF 106.0 Mio. (31. Dezember 2016: CHF 113.1 Mio.).

Weitere Informationen zu dieser wesentlichen Schätzunsicherheit und Annahme enthält Anmerkung 2.2.4 der konsolidierten Jahresrechnung 2016.

7 EIGENKAPITAL UND MITARBEITERBETEILIGUNGSPLÄNE

7.1 VERÄNDERUNG DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)	Ausgegebene Aktien	Eigene Aktien	Ausstehende Aktien
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
Stand am 1. Januar 2017	11'541'371	-	11'541'371
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	106'406	-	106'406
Stand am 30. Juni 2017	11'647'777	-	11'647'777

7.2 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG

	2016	2017
Anzahl der dividendenberechtigten Aktien	11'498'012	11'608'657
Dividendenausschüttung (CHF/Aktie)	1.75	1.75

7.3 BEDINGTES AKTIENKAPITAL FÜR DIE MITARBEITERBETEILIGUNGSPLÄNE

Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.10)	2016	2017
Stand am 1. Januar	835'635	761'841
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	(60'970)	(106'406)
Stand am 30. Juni	774'665	655'435
Mitarbeiteraktienoptionen und Mitarbeiteraktien, noch nicht geliefert	293'284	255'992

7.4 MITARBEITEROPTIIONSPLÄNE

(Für Einzelheiten zu den Laufzeiten und wichtigsten Bedingungen siehe Anmerkung 10.4.1 in der konsolidierten Jahresrechnung 2016.)

Veränderung der Mitarbeiteraktienoptionen:

	2016	2017
Mitarbeiteraktienoptionen		
Stand am 1. Januar	117'167	113'893
Ausgeübt	(10'181)	(22'088)
Verwirkt oder verfallen	(2'362)	(1'334)
Stand am 30. Juni	104'624	90'471
Davon ausübbar Ende der Periode	49'873	40'827

7.5 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 2016.)

Veränderung der Mitarbeiteraktien:

	2016	2017
Mitarbeiteraktien (ohne freiwillige Beteiligung)		
Stand am 1. Januar	235'134	226'130
PSMP 2013 und 2014 - erdiente und übertragene Matching Shares	(24'571)	(55'876)
PSMP 2013 und 2014 - verwirkte Matching Shares	(31'131)	(7'927)
PSMP laufende Periode - übertragene Aktien aus Erstzuteilung (gesperrt)	23'316	26'630
PSMP laufende Periode - maximal zugeteilte Matching Shares	58'291	52'076
PSMP - verwirkte und rückübertragene Aktien aus Erstzuteilung	-	(439)
PSMP - Aktien aus Erstzuteilung, deren Sperre aufgehoben wurde und die den Planteilnehmern zur Verfügung stehen	-	(3'659)
Aktienplan 2015 und 2016 - Verwaltungsrat - erdiente und übertragene Aktien	(2'902)	(2'251)
Aktienplan 2016 und 2017 - Verwaltungsrat - zugeteilte Aktien	2'251	2'064
Stand am 30. Juni	260'388	236'748
Davon erdient, aber bis zum Ende der Leistungsperiode gesperrt	57'774	68'116

8 UMRECHNUNGSKURSE HAUPTWÄHRUNGEN

	Schlusskurse		Durchschnittskurse Januar bis Juni	
	31.12.2016	30.06.2017	2016	2017
CHF				
EUR	1	1.07	1.10	1.08
USD	1	1.02	0.98	0.99

9 FINANZINSTRUMENTE UND VERKEHRSWERTANGABEN

Die flüssigen und geldnahen Mittel beinhalten für die Zwecke der Geldflussrechnung flüssige und geldnahe Mittel gemäss Bilanz sowie Kontokorrentkredite (31. Dezember 2016: CHF 0.0 Mio.;

30. Juni 2017: CHF 2.2 Mio.), die in der Position «Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten» enthalten sind.

9.1 KLASSEN VON FINANZINSTRUMENTEN

	Buchwert				Verkehrswert				
	Flüssige und geldnahe Mittel	Kurzfristige Derivate	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen	Langfristige Finanzanlagen	Total Aktiven	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten / passive Rechnungsabgrenzungen	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Total Verbindlichkeiten
CHF 1'000									
Finanzinstrumente zum Verkehrswert									
Devisenterminkontrakte	-	3'038	-	36	3'074	(5'721)	-	(1'101)	(6'822)
Bedingte Zahlung	-	-	-	-	-	-	-	(9'273)	(9'273)
Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten¹									
Flüssige und geldnahe Mittel	246'744	-	-	-	246'744	-	-	-	-
Forderungen	-	-	95'763	-	95'763	-	-	-	-
Mietkautionen und sonstige Einlagen	-	-	341	656	997	-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(1'103)	-	-	(1'103)
Bankkredite	-	-	-	-	-	(956)	-	(704)	(1'660)
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-	-	(50'329)	-	(50'329)
Total Finanzinstrumente	246'744	3'038	96'104	692	346'578	(7'780)	(50'329)	(11'078)	(69'187)
Überleitungspositionen ²	-	-	10'725	-	10'725	-	(14'177)	-	(14'177)
Stand am 31. Dezember 2016	246'744	3'038	106'829	692	357'303	(7'780)	(64'506)	(11'078)	(83'364)

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

² Forderungen (Ford.) / Verbindlichkeiten (VLL), 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 Finanzverbindlichkeiten	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten / passive Rechnungsabgrenzungen	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	
CHF 1,000									
Finanzinstrumente zum Verkehrswert									
Devisenterminkontrakte	-	1'068	-	802	1'870	(1'075)	-	-	(1'075)
Bedingte Zahlung	-	-	-	-	-	(4'694)	-	(6'167)	(10'861)
Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten¹									
Flüssige und geldnahe Mittel	250'082	-	-	-	250'082	-	-	-	-
Forderungen	-	-	91'156	-	91'156	-	-	-	-
Mietkautionen und sonstige Einlagen	-	-	475	641	1'116	-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(5'414)	-	-	(5'414)
Bankkredite	-	-	-	-	-	-	-	(719)	(719)
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-	-	(46'640)	-	(46'640)
Total Finanzinstrumente	250'082	1'068	91'631	1'443	344'224	(11'183)	(46'640)	(6'886)	(64'709)
Überleitungspositionen ²	-	-	14'314	-	14'314	-	(16'033)	-	(16'033)
Stand am 30. Juni 2017	250'082	1'068	105'945	1'443	358'538	(11'183)	(62'673)	(6'886)	(80'742)

¹ Der Buchwert der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumente ist aufgrund ihrer kurzfristigen Natur eine vernünftige Annäherung an deren Verkehrswert. Bankkredite 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.

9.2 VERKEHRSWERTHIERARCHIE (STUFE) UND VERWENDETE BEWERTUNGSTECHNIKEN

Position	Stufe	Datenquelle	Modell
Devisenterminkontrakte	Stufe 2	Bloomberg	(Terminkurs - [Kassakurs +/- Swappunkte]) * Betrag in Fremdwährung
Bankkredite	Stufe 2	Bloomberg	Der Verkehrswert wird durch Diskontierung der zukünftigen Geldflüsse mit dem aktuellen, für ähnliche Finanzinstrumente der Gruppe geltenden Marktzins berechnet.
Bedingte Zahlung	Stufe 3	n/a	Discounted-Cashflow-Modell (siehe Anmerkung 3.1 und 9.3)

2016 und 2017 wurden zwischen den einzelnen Ebenen keine Verschiebungen vorgenommen.

9.3 BEDINGTE ZAHLUNG (STUFE 3)

CHF 1'000	2016	2017
Stand am 1. Januar	-	9'273
Übernahme durch Unternehmenszusammenschluss	-	1'743
Im sonstigen Betriebsaufwand erfasste Veränderung des Verkehrswerts	-	360
Umrechnungsdifferenzen	-	(515)
Stand am 30. Juni	-	10'861

Neben den WACCs, die zur Diskontierung der erwarteten Zahlungen verwendet wurden, sind die zugrunde liegenden Geschäftspläne die wichtigsten nicht beobachtbaren Inputfaktoren. Ein

Rückgang der prognostizierten Nettoumsätze um 10% würde unter Berücksichtigung der umsatzbasierten Meilensteine den Verkehrswert unter eine Million sinken lassen.

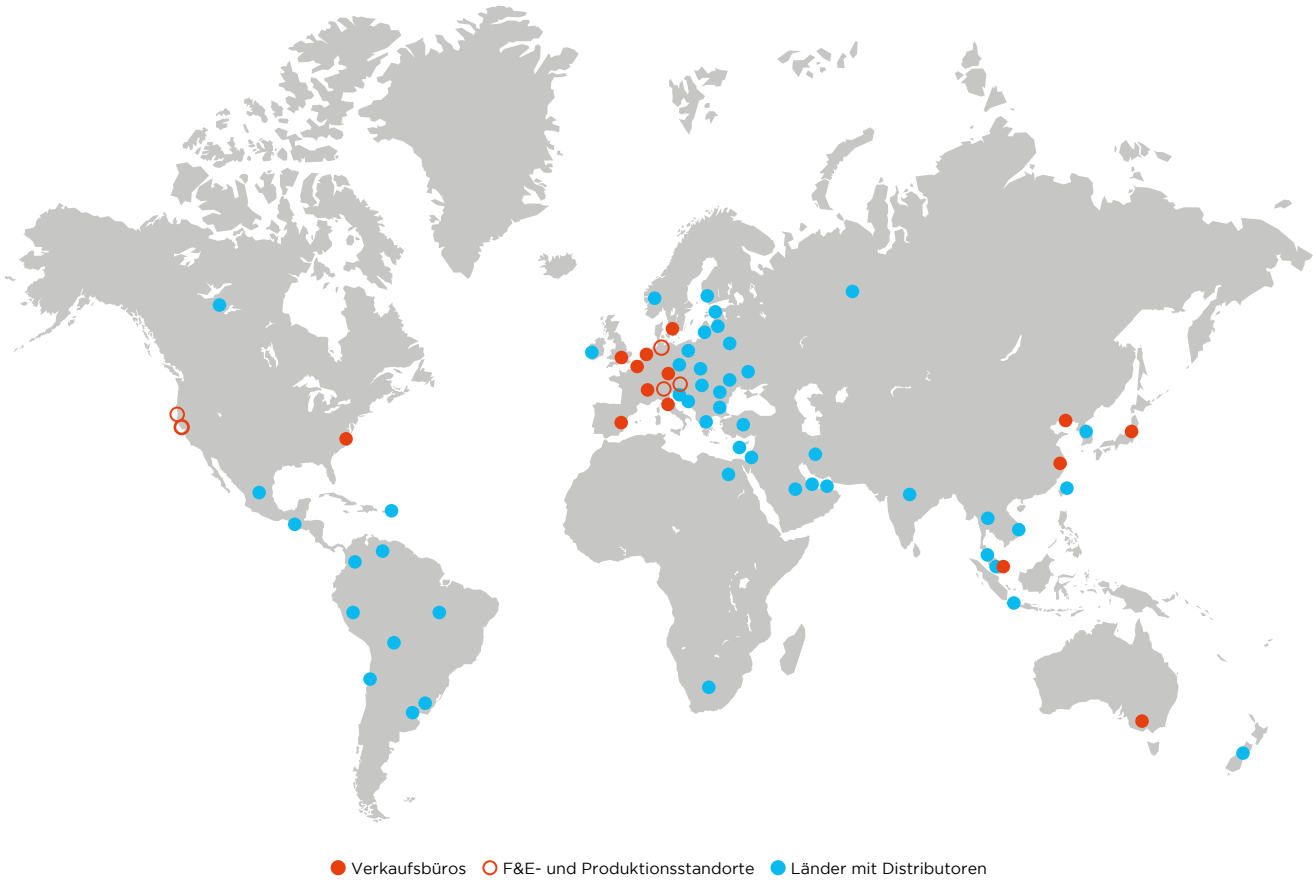
10 EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND KAUFVERPFLICHTUNGEN

Bezüglich Eventualverbindlichkeiten und Kaufverpflichtungen gab es keine wesentlichen Änderungen.

11 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

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

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

Tecan SP, Inc.
PO Box 1608
Baldwin Park
CA 91706, USA
T +1 626 962 0010
F +1 626 962 5574

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

W4 Marketing AG, Switzerland
UP THERE, EVERYWHERE, Schweden

Fotos

UP THERE, EVERYWHERE, Schweden

Übersetzung

CLS Communication AG, Schweden

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.



Tecan Group Ltd.
Seestrasse 103
CH-8708 Männedorf
Switzerland
www.tecan.com

