

Tecan meldet starkes zweites Halbjahr und sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018

Finanzresultate für das Geschäftsjahr 2018

- **Starker Anstieg des Auftragseingangs auf CHF 627.0 Mio. (2017: CHF 564.3 Mio.)**
 - Jahreswachstum von 10.3% in Lokalwährungen bzw. 11.1% in Schweizer Franken
- **Umsatz von CHF 593.8 Mio. (2017: CHF 548.6 Mio.)**
 - Jahreswachstum von 7.4% in Lokalwährungen und 8.2% in Schweizer Franken
 - Organisches Jahreswachstum von 6.8% in Lokalwährungen und 7.7% in Schweizer Franken
- **Jahresbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 110.3 Mio. (2017: CHF 104.6 Mio.)**
 - Ausgewiesene EBITDA-Marge von 18.6% (2017: 19.1%), einschliesslich der Kosten in Zusammenhang mit der Akquisition von NuGEN Technologies
 - EBITDA-Marge von 19.4% ohne die Effekte in Zusammenhang mit der Akquisition von NuGEN
- **Jahresgewinn von CHF 70.7 Mio. (2017: CHF 65.9 Mio.); Steigerung um 7.2%**
 - Gewinnmarge von 11.9%, einschliesslich aller akquisitionsbedingten Kosten (2017: 12.0%)
 - Gewinn pro Aktie auf CHF 6.02 erhöht (2017: CHF 5.67)
- **Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 92.7 Mio. (2017: CHF 99.4 Mio.)**

Operative Leistungen und weitere wichtige Informationen

- **Markteinführung der Plattform-Variante Fluent® Gx für regulierte Märkte; erfolgreiche Registrierung als medizinisches Gerät der Klasse I in den USA**
- **Grosse Fortschritte bei mehreren Entwicklungsprojekten im Partnering Business**
- **Beschleunigte Umsetzung der umfassenden Genomik-Strategie durch die Akquisition von NuGEN Technologies**
- **Erhöhung der Dividende von CHF 2.00 auf CHF 2.10 pro Aktie vorgeschlagen**

Ausblick 2019

- **Prognose eines Umsatzwachstums in Lokalwährungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich**
- **Trotz Berücksichtigung aller Kosten für die Akquisition von NuGEN Technologies wird ein Anstieg der ausgewiesenen EBITDA-Marge auf rund 19% des Umsatzes erwartet**

Männedorf, Schweiz, 11. März 2019 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute starke finanzielle Ergebnisse für das zweite Halbjahr bekannt und blickt auf ein erneut sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Dr. David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Ich bin sehr zufrieden mit der finanziellen Entwicklung von Tecan im Geschäftsjahr 2018. Wir haben erneut ein starkes Umsatzwachstum, einen weiteren Anstieg der zugrunde liegenden Profitabilität und einen höheren Gewinn erzielt. Besonders bemerkenswert ist unser hoher Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte, der zu einem erheblichen Anstieg unseres Auftragsbestands geführt hat – eine solide Basis für das neue Geschäftsjahr 2019.“

Dr. Achim von Leoprechting, Executive Vice President und designierter CEO von Tecan, sagte: „Tecan ist in einer starken Position, um die grossen Chancen zu nutzen, die das ‚Jahrhundert der Biologie‘ zu bieten hat. Indem Tecan sowohl Endkunden als auch OEM-Kunden beliefert, sind wir in einer einzigartigen Position, um die Brücke von der Forschung zur Diagnostik zu schlagen. So können wir unsere Kunden bei der Entdeckung neuartiger Medikamente bis hin zur besseren Diagnose von Krankheiten unterstützen. Ich freue mich auf ein weiteres vielversprechendes Geschäftsjahr und auf die vielen weiteren, die ihm folgen werden.“

Finanzresultate 2018 und zweite Jahreshälfte

Im Geschäftsjahr 2018 steigerte Tecan den Auftragseingang um 11.1% auf CHF 627.0 Mio. (2017: CHF 564.1 Mio.). Dies entspricht einem Anstieg von 10.3% in Lokalwährungen. Mit einem Zuwachs von 20.0% in Lokalwährungen und 19.9% in Schweizer Franken stiegen die Aufträge in der zweiten Jahreshälfte 2018 besonders stark. Hierzu trugen beide Geschäftssegmente mit einer zweistelligen Wachstumsrate in der zweiten Jahreshälfte bei. Dank des starken Auftragseingangs erhöhte sich der Auftragsbestand per 31. Dezember 2018 deutlich. Zum Auftragsbestand gehört auch ein Grossauftrag im Life Sciences Business für kundenspezifische Lösungen, der voraussichtlich im Jahr 2020 umsatzwirksam wird.

Im Gesamtjahr 2018 steigerte Tecan den Umsatz um 7.4% in Lokalwährungen bzw. 8.2% in Schweizer Franken auf CHF 593.8 Mio. (2017: CHF 548.6 Mio.). Das organische Umsatzwachstum lag bei 6.8% in Lokalwährungen bzw. 7.7% in Schweizer Franken.

Auch in der zweiten Jahreshälfte setzte sich die Dynamik mit einem Wachstum von 7.8% in Lokalwährungen bzw. 8.1% in Schweizer Franken fort. Auf organischer Basis, d.h. ohne die Umsätze von NuGEN (jetzt Tecan Genomics) in den letzten vier Monaten des Jahres, stieg der Umsatz um 6.8% in Lokalwährungen bzw. 7.0% in Schweizer Franken.

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien stiegen im Gesamtjahr 2018 um 5.9% in Lokalwährungen bzw. um 6.7% in Schweizer Franken. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze betrug damit 41.8% des Gesamtumsatzes (2017: 42.4%).

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) stieg im Geschäftsjahr 2018 um 5.4% auf CHF 110.3 Mio. (2017: CHF 104.6 Mio.), einschliesslich akquisitionsbedingter Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in

Schweizer Franken. Die ausgewiesene EBITDA-Marge lag dementsprechend bei 18.6% des Umsatzes (2017: 19.1% bzw. 18.4% ohne nicht-wiederkehrende positive Effekte). Ohne die Effekte der Akquisition von NuGEN stieg die EBITDA-Marge auf 19.4% und erreichte damit das Margenziel für das Jahr von „mehr als 19%“.

Der für das Jahr 2018 ausgewiesene Gewinn stieg um 7.2% auf CHF 70.7 Mio. (2017: CHF 65.9 Mio.). Der Gewinn stieg weniger stark als das Betriebsergebnis, da das Finanzergebnis wegen Verlusten aus Währungsabsicherungsmaßnahmen zurückging. Die Gewinnmarge belief sich fast unverändert auf 11.9% des Umsatzes (2017: 12.0%), während der unverwässerte Gewinn pro Aktie auf CHF 6.02 (2017: CHF 5.67) stieg.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit betrug CHF 92.7 Mio. (2017: CHF 99.4 Mio.), was 15.6% des Umsatzes entspricht.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Im Jahr 2018 stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 7.0%. Er erreichte CHF 328.2 Mio. (2017: CHF 306.9 Mio.) und lag damit in Lokalwährungen um 5.6% über dem Vorjahreswert. Auf organischer Basis (ohne Berücksichtigung des Umsatzes von NuGEN in den letzten vier Monaten) erhöhte sich der Umsatz 2018 um 4.6% in Lokalwährungen. Nachdem der Start ins Jahr verglichen mit dem starken Vorjahreszeitraum moderat ausgefallen war, legte der Umsatz im Life Sciences Business in der zweiten Jahreshälfte deutlich zu und lag 11.3% über der Vorjahresperiode. Das entspricht einem Anstieg um 10.8% in Lokalwährungen. Auf organischer Basis stieg der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte um 8.9% in Lokalwährungen. Die neu lancierte Plattform-Variante Fluent Gx erfreute sich einer regen Nachfrage am Markt und trug wesentlich zu diesem Wachstum bei.

Der Auftragseingang im Segment Life Sciences Business stieg um einen zweistelligen Prozentsatz und übertraf damit den Umsatz deutlich. Dies führte zu einem starken Anstieg des Auftragsbestands.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) erhöhte sich trotz des Kosteneffekts durch die Akquisition von NuGEN auf CHF 51.3 Mio. (2017: CHF 50.5 Mio.). Die daraus resultierende Betriebsrendite belief sich auf 14.8% des Umsatzes (2017: 15.9%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF 265.6 Mio. (2017: CHF 241.7 Mio.). Dies entspricht einem Wachstum von 9.7% in Lokalwährungen bzw. 9.9% in Schweizer Franken. Die etablierten Instrumentenplattformen, erste Beiträge der neu lancierten Analysesysteme sowie das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien verhalfen dem Segment zu einem anhaltend starken Wachstum.

Nach dem deutlichen Wachstum in den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte um 3.9% sowohl in Schweizer Franken als auch in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang im Partnering Business verzeichnete 2018 ebenfalls ein hohes Wachstum.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) steigerte sich um 15.9% auf CHF 48.6 Mio. (2017: CHF 42.0 Mio.). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem Umsatzwachstum sowie aus geringeren akquisitionsbedingten Integrationskosten im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Betriebsrendite stieg um 100 Basispunkte auf 18.2% des Umsatzes (2017: 17.2%).

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa steigerte Tecan den Umsatz im Gesamtjahr 2018 in Lokalwährungen um 12.1% und um 14.0% in Schweizer Franken, wobei beide Geschäftssegmente eine starke Entwicklung zeigten. Das Life Sciences Business wuchs vor allem in der zweiten Jahreshälfte stark und erzielte in dieser Periode einen Umsatzzuwachs von 17.1% in Lokalwährungen.

In Nordamerika stieg der Umsatz 2018 um 4.7% in Lokalwährungen bzw. 4.2% in Schweizer Franken. Das Life Sciences Business verzeichnete in dieser Region ein gutes Wachstum. Im Partnering Business fiel das Wachstum vor allem aufgrund der hohen Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum moderat aus. Mit einer Wachstumsrate von 10.9% in Lokalwährungen legte der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte deutlich zu.

In Asien wies Tecan ein Umsatzplus von 2.5% in Lokalwährungen und 4.2% in Schweizer Franken aus. Der Umsatz im Life Sciences Business lag 2.6% unter dem Vorjahreswert, im Partnering Business dagegen stieg er um 18.3%, vor allem getrieben durch das starke Wachstum in China.

Operative Leistungen im Geschäftsjahr 2018

Die Plattform-Variante Fluent Gx wurde entwickelt, um Laborarbeitsabläufe in regulierten Märkten zu automatisieren. Sie wurde in der ersten Jahreshälfte 2018 in den ersten Regionen eingeführt. Nach erfolgreicher Registrierung als medizinisches Gerät der Klasse I kam die Plattform im ersten Halbjahr auch in den USA auf den Markt. Die besonderen Funktionalitäten, die eine grössere Prozesssicherheit, die Nachverfolgbarkeit der Proben sowie ein strengeres Benutzer-Management ermöglichen, stiessen dabei auf grosses Interesse. Einige grosse Laborketten bestellten mehrere Instrumente auf einmal.

Im August gab Tecan die Übernahme des Unternehmens NuGEN Technologies, Inc. mit Sitz in den USA bekannt (Namen inzwischen geändert auf Tecan Genomics). Es gehört seit September 2018 zur Tecan Group und ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen zur Probenvorbereitung für Gensequenzierungen der nächsten Generation (Next-Generation

Sequencing, NGS), das am schnellsten wachsende Gebiet in der Genomik. Mit dieser Akquisition dehnt Tecan das Angebot an dedizierten Lösungen auf das neue Marktsegment der NGS-Reagenzien aus, um die Umsetzung seiner umfassenden Genomik-Strategie zu beschleunigen und die wiederkehrenden Umsätze weiter zu steigern.

Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nahmen im Vergleich zur Vorjahresperiode zu, wobei die F&E-Aufwendungen in der Erfolgsrechnung etwa gleich blieben: Einerseits bezahlten OEM-Instrumentenkunden für Entwicklungsaktivitäten und andererseits konnten mehr Entwicklungskosten wegen des Projektfortschritts aktiviert werden. Bei verschiedenen Entwicklungsprojekten im Partnering Business erzielte Tecan 2018 grosse Fortschritte. Insgesamt befinden sich mehr als fünf Projekte in der Entwicklungsphase, deren Umsatzpotenzial von einem einstelligen Millionen-Franken-Betrag pro Jahr bis in den deutlich zweistelligen Bereich reicht. Im Jahr 2019 werden mehrere Markteinführungen erwartet.

Gesunde Bilanz – hohe Eigenkapitalquote

Zum 31. Dezember 2018 erhöhte sich die Eigenkapitalquote von Tecan auf 71.4% (31. Dezember 2017: 68.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erreichte CHF 289.6 Millionen, obwohl der Kaufpreis für die Akquisition von NuGEN in der zweiten Jahreshälfte vollständig in bar bezahlt wurde (30. Juni 2018: CHF 284.1 Mio.; 31. Dezember 2017: CHF 290.7 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2018 bei CHF 1'176'637 (31. Dezember 2017: CHF 1'166'487), eingeteilt in 11'766'372 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

Auf Basis des gesteigerten Periodengewinns im Jahr 2018 sowie der nachhaltig positiven Geschäftsaussichten, wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende von CHF 2.00 auf CHF 2.10 je Aktie vorschlagen.

Ausblick 2019

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Tecan ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Weitere mögliche Akquisitionen im Laufe des Jahres schliesst diese Prognose also nicht mit ein.

Wie bereits bekannt gegeben, werden sich die Integrationskosten sowie die kurzfristig niedrigeren Margen infolge der Akquisition von NuGEN auf die ausgewiesene EBITDA-Marge von Tecan auswirken. Diese akquisitionsbedingten Kosten werden sich 2019 voraussichtlich kumuliert auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken belaufen.

Tecan geht jedoch davon aus, dass die Kosten in Zusammenhang mit der Akquisition von NuGEN und dem CEO-Wechsel zum grössten Teil durch eine Steigerung der Profitabilität ausgeglichen werden können, die nach dem Inkrafttreten des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 zur

Bilanzierung von Leasingverhältnissen im Jahr 2019 erwartet wird. Die Zuwächse durch IFRS 16 sind dabei wiederkehrend.

Tecan erwartet deshalb, dass die ausgewiesene Gesamt-EBITDA-Marge 2019 auf rund 19% ansteigen wird.

Die Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2019, wonach ein Euro CHF 1.14 entspricht (2018: 1.15) und ein US-Dollar CHF 0.99 (2018: 0.96). Auch diese Erwartungen enthalten keine Beiträge oder Kosten aus weiteren Akquisitionen.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Finanzbericht 2018 kann auf der Website des Unternehmens unter www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht auch eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 werden heute um 9.00 Uhr (MEZ) in einer Medien- und Finanzanalystenkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation auch mittels Audio-Webcast live auf www.tecan.com mitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 207 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Nächste Termine

- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 16. April 2019 in Pfäffikon (SZ) statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2019 wird am 15. August 2019 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen 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) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).



7

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Dr. Rudolf Eugster
Chief Financial Officer

investor@tecan.com
www.tecan.com

Martin Brändle
Vice President, Communications &
Investor Relations
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89

– Finanztabellen auf den nachfolgenden Seiten –

Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung
Konsolidierte Jahresrechnung 2018¹
 (Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung

	2017 (Angepasst)	2018	Δ in %
Januar bis Dezember, CHF 1'000			
Umsatz	548'559	593'795	8.2%
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(283'677)	(315'472)	11.2%
Bruttogewinn	264'882	278'323	5.1%
<i>In % des Umsatzes</i>	48.3%	46.9%	
Verkauf und Marketing	(84'220)	(89'072)	5.8%
Forschung und Entwicklung	(51'069)	(51'086)	0.0%
Administration und Verwaltung	(51'489)	(52'376)	1.7%
Sonstiger betrieblicher Ertrag	3'324	3'436	3.4%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	(1'632)	(672)	-58.8%
Betriebsergebnis	79'796	88'553	11.0%
<i>In % des Umsatzes</i>	14.5%	14.9%	
Finanzergebnis	(804)	(5'155)	541.2%
Gewinn vor Steuern	78'992	83'398	5.6%
Ertragssteuern	(13'062)	(12'702)	-2.8%
Periodengewinn	65'930	70'696	7.2%
<i>In % des Umsatzes</i>	12.0%	11.9%	

EBITDA	104'625	110'322	5.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	19.1%	18.6%	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	5.67	6.02	6.2%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	5.59	5.96	6.6%

Auftragseingang

	2017	2018	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Januar bis Dezember, CHF 1'000				
Auftragseingang	564'294	626'978	11.1%	10.3%

¹2017 angepasst aufgrund der Einführung neuer IFRS-Standards

Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

Segmentinformation

Januar bis Dezember CHF 1'000 2017 angepasst	Life Sciences Business		Partnering Business		Corporate / Konsolidierung		Total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Umsatz Dritte	306'851	328'234	241'708	265'561	-	-	548'559	593'795
Umsatz Intersegment	11'738	19'030	1'772	2'029	(13'510)	(21'059)	-	-
Total Umsatz	318'589	347'264	243'480	267'590	(13'510)	(21'059)	548'559	593'795
Betriebsergebnis	50'528	51'262	41'953	48'617	(12'685)	(11'326)	79'796	88'553
<i>In % des Umsatzes</i>	15.9%	14.8%	17.2%	18.2%			14.5%	14.9%

Umsatz Dritte

Januar bis Dezember CHF 1'000 / 2017 angepasst	2017	2018	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Life Sciences Business	306'851	328'234	7.0%	5.6%
Partnering Business	241'708	265'561	9.9%	9.7%
Total Umsatz	548'559	593'795	8.2%	7.4%

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Dezember CHF 1'000 2017 angepasst	Life Sciences Business		Partnering Business		Total		Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
Europa	101'806	114'301	107'142	123'837	208'948	238'138	14.0%	12.1%
Nordamerika	133'100	141'926	102'743	103'882	235'843	245'808	4.2%	4.7%
Asien	59'847	58'283	28'958	34'263	88'805	92'546	4.2%	2.5%
Übrige	12'098	13'724	2'865	3'579	14'963	17'303	15.6%	12.4%
Total Umsatz	306'851	328'234	241'708	265'561	548'559	593'795	8.2%	7.4%

Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	31.12.2017 (Angepasst)	31.12.2018	Δ in %
Aktiven			
Umlaufvermögen	602'194	596'048	-1.0%
Anlagevermögen	201'767	261'623	29.7%
Aktiven	803'961	857'671	6.7%
Passiven			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	153'142	163'470	6.7%
Langfristige Verbindlichkeiten	100'698	81'792	-18.8%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>253'840</i>	<i>245'262</i>	<i>-3.4%</i>
Eigenkapital	550'121	612'409	11.3%
Passiven	803'961	857'671	6.7%

Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2017	2018	Δ in %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	99'428	92'702	-6.8%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(22'409)	(78'436)	250.0%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(15'158)	(26'151)	72.5%
Umrechnungsdifferenzen	807	(691)	n.a.
Zunahme/(Abnahme) flüssiger und geldnaher Mittel	62'668	(12'576)	n.a.
Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung			
Am 1. Januar	246'744	309'412	25.4%
Am 31. Dezember	309'412	296'836	-4.1%

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2017 (Angepasst)	2018	Δ in %
Eigenkapital am 1. Januar	487'085	550'121	12.9%
Anpassung aufgrund IFRS 15	397	-	n.a.
Periodengewinn	65'930	70'696	7.2%
Sonstige Ergebnisse (Gewinn) der Periode	28	1'428	n.a.
Dividendenausschüttung	(20'315)	(23'462)	15.5%
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	3'369	2'454	-27.2%
Anteilsbasierte Vergütungen	13'627	11'172	-18.0%
Eigenkapital am 31. Dezember	550'121	612'409	11.3%

Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung
Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2018¹
 (Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr

	H2 2017 (Angepasst)	H2 2018	Δ in %
Juli bis Dezember, CHF 1'000			
Umsatz	296'321	320'314	8.1%
Herstellkosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(151'671)	(170'514)	12.4%
Bruttogewinn	144'650	149'800	3.6%
<i>In % des Umsatzes</i>	48.8%	46.8%	
Verkauf und Marketing	(43'858)	(46'757)	6.6%
Forschung und Entwicklung	(27'545)	(29'049)	5.5%
Administration und Verwaltung	(25'538)	(26'273)	2.9%
Sonstiger Betriebsertrag	3'300	3'394	2.8%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	(1'142)	(367)	-67.9%
Betriebsergebnis	49'867	50'748	1.8%
<i>In % des Umsatzes</i>	16.8%	15.8%	
Finanzergebnis	(2'325)	(2'120)	-8.8%
Gewinn vor Steuern	47'542	48'628	2.3%
Ertragssteuern	(7'650)	(7'108)	-7.1%
Periodengewinn	39'892	41'520	4.1%
<i>In % des Umsatzes</i>	13.5%	13.0%	
EBITDA	62'983	62'216	-1.2%
<i>In % of sales</i>	21.3%	19.4%	
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	3.42	3.53	3.2%

Auftragseingang zweites Halbjahr

	H2 2017	H2 2018	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Juli bis Dezember, CHF 1'000				
Auftragseingang	274'171	328'835	19.9%	20.0%

¹2017 angepasst aufgrund der Einführung neuer IFRS-Standards

Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten zweites Halbjahr

Segmentinformation

Juli bis Dezember CHF 1'000 2017 angepasst	Life Sciences Business		Partnering Business		Corporate / Konsolidierung		Total	
	H2 2017	H2 2018	H2 2017	H2 2018	H2 2017	H2 2018	H2 2017	H2 2018
Umsatz Dritte	168'666	187'712	127'655	132'602	-	-	296'321	320'314
Umsatz Intersegment	6'564	10'886	1'010	1'308	(7'574)	(12'194)	-	-
Total Umsatz	175'230	198'598	128'665	133'910	(7'574)	(12'194)	296'321	320'314
Betriebsergebnis	32'691	33'118	22'609	23'044	(5'433)	(5'414)	49'867	50'748
<i>In % des Umsatzes</i>	18.7%	16.7%	17.6%	17.2%			16.8%	15.8%

Umsatz Dritte

Juli bis Dezember CHF 1'000 / 2017 angepasst	H2 2017	H2 2018	Δ in % (CHF)	Δ in % (LC)
Life Sciences Business	168'666	187'712	11.3%	10.8%
Partnering Business	127'655	132'602	3.9%	3.9%
Total Umsatz	296'321	320'314	8.1%	7.8%

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden) zweites Halbjahr

Juli bis Dezember CHF 1'000 2017 angepasst	Life Sciences Business		Partnering Business		Total		Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
	H2 2017	H2 2018	H2 2017	H2 2018	H2 2017	H2 2018		
Europa	56'184	65'762	56'739	52'905	112'923	118'667	5.1%	5.2%
Nordamerika	70'084	80'592	55'017	59'405	125'101	139'997	11.9%	10.9%
Asien	35'654	31'982	14'708	18'051	50'362	50'033	-0.7%	0.1%
Übrige	6'744	9'376	1'191	2'241	7'935	11'617	46.4%	45.5%
Total Umsatz	168'666	187'712	127'655	132'602	296'321	320'314	8.1%	7.8%