

## 2017: Tecan mit deutlichem Anstieg bei Umsatz und Gewinn

### Finanzresultate 2017 und zweite Jahreshälfte

- Auftragseingang von CHF 564.1 Mio. (2016: CHF 503.2 Mio.)
  - Jahreswachstum von 11.8% in Lokalwährungen bzw. 12.1% in Schweizer Franken
  - Beide Geschäftssegmente mit zweistelliger Steigerung
- Umsatz von CHF 548.4 Mio. (2016: CHF 506.2 Mio.)
  - Jahreswachstum von 8.0% in Lokalwährungen bzw. 8.3% in Schweizer Franken
  - Wachstum in zweiter Jahreshälfte von 8.0% in Lokalwährungen und 8.9% in CHF
- Jahresbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 105.3 Mio. (2016: CHF 89.0 Mio.)
  - Ausgewiesene EBITDA-Marge von 19.2% (2016: 17.6%), inklusive der Integrationskosten im Zusammenhang mit Übernahmen
  - Starke Verbesserung der EBITDA-Marge um 160 Basispunkte, getrieben von substanziellen Effizienzsteigerungen sowie zum Teil von Einmaleffekten
- Jahresgewinn von CHF 66.5 Mio. (2016: CHF 54.5 Mio.); Steigerung um 22.0%
  - Gewinnmarge einschliesslich Integrationskosten von 12.1% (2016: 10.8%)
  - Gewinn pro Aktie um 20.9% auf CHF 5.73 erhöht (2016: CHF 4.74)
- Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 99.4 Mio. (2016: CHF 118.8 Mio.; inklusive einer Rückzahlung von Entwicklungskosten)

### Operative Leistungen und andere wichtige Informationen

- Integration der US-amerikanischen SPEware (heute Tecan SP) und Markteinführung der RESOLVEX Produktlinie zur Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie
- Akquisition der Pulssar Technologies S.A.S. zur Erweiterung des Technologieportfolios im Partnering Business im Februar 2017; Verlagerung der Produktion abgeschlossen
- Neue Plattform-Entwicklungsprojekte mit DiaSorin und Sysmex im Partnering Business unterzeichnet
- Erhöhung der Dividende von CHF 1.75 auf CHF 2.00 pro Aktie vorgeschlagen

### Ausblick 2018

- Prognose eines rein organischen Wachstums in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich; mögliche weitere Akquisitionen nicht berücksichtigt
- Nach Margensprung im Jahr 2017 EBITDA-Marge 2018 von erneut über 19% des Umsatzes erwartet

**Männedorf, Schweiz, 14. März 2018** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und Gewinn sowie einem starken Wachstum beim Auftragseingang ab.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Ich freue mich sehr über ein weiteres Jahr, in dem der Umsatz von Tecan deutlich gewachsen ist. Über einen Dreijahreszeitraum erhöhte sich der Jahresumsatz von Tecan damit insgesamt um rund CHF 150 Mio. bzw. um 37%. Dies bestätigt unseren Fokus auf organisches Wachstum sowie auf dessen Ergänzung durch synergetische Akquisitionen. Besonders hervorzuheben sind dabei unsere wiederkehrenden Umsätze. Deren Anteil am Gesamtumsatz ist in den letzten Jahren von rund 30% auf nunmehr über 40% gestiegen.

Einen bedeutenden Erfolg im Berichtsjahr haben wir mit der zügigen und bereits abgeschlossenen Integration der zwei zuletzt akquirierten Unternehmen erzielt. Auch bei unseren bestehenden Produkten sehen wir anhaltendes Potenzial, was durch zweistelliges Wachstum beim Auftragseingang im Berichtsjahr untermauert wird. Zusammen mit neuen Produkten, sowohl im Life Sciences Business wie auch im Partnering Business, und der Möglichkeit für weitere Akquisitionen verfügt Tecan über eine gute Basis für eine weiterhin dynamische Entwicklung.“

### **Finanzresultate 2017 und zweite Jahreshälfte**

Im Geschäftsjahr 2017 steigerte Tecan den Auftragseingang um 12.1% auf CHF 564.1 Mio. (2016: CHF 503.2 Mio.). Dies entspricht einem Anstieg von 11.8% in Lokalwährungen. Beide Geschäftssegmente konnten hierzu mit einer zweistelligen Wachstumsrate beitragen. Das organische Wachstum des Auftragseingangs betrug 9.1% in Schweizer Franken bzw. 8.5% in Lokalwährungen. Dank des starken Auftragseingangs, der die Umsätze überstieg, erhöhte sich auch der Auftragsbestand per 31. Dezember 2017 deutlich. In der zweiten Jahreshälfte wies der Auftragseingang mit einem Anstieg von 7.1% in Lokalwährungen ebenso ein gutes Wachstum auf.

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2017 um 8.3% in Schweizer Franken bzw. 8.0% in Lokalwährungen auf CHF 548.4 Mio. (2016: CHF 506.2 Mio.). Somit erreichte Tecan das im März 2017 kommunizierte Jahresziel eines Wachstums des Gruppenumsatzes von mehr als 6% in Lokalwährungen. Das organische Umsatzwachstum lag bei 4.7% in Lokalwährungen bzw. 5.0% in Schweizer Franken. Auch in der zweiten Jahreshälfte setzte sich die positive Umsatzdynamik mit einem Wachstum von 8.0% in Lokalwährungen bzw. 8.9% in Schweizer Franken fort. Der Anstieg entspricht einem organischen Wachstum von 5.8% in Lokalwährungen bzw. 6.7% in Schweizer Franken. Das organische Umsatzwachstum beschleunigte sich damit im Vergleich zur ersten Jahreshälfte, getrieben vom Partnering Business, das den Umsatz im zweiten Halbjahr im zweistelligen Bereich steigerte.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) konnte im Geschäftsjahr 2017 um 18.3% auf CHF 105.3 Mio. deutlich gesteigert werden (2016: CHF 89.0 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 19.2% des Umsatzes (2016: 17.6%), einschliesslich akquisitionsbedingter Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken. Damit hat Tecan das kommunizierte Ziel deutlich übertroffen, die

ausgewiesene EBITDA-Marge auf über 18% des Umsatzes zu steigern. Die Margenverbesserung im Jahr 2017 wurde zum einen durch positive Volumeneffekte bewirkt, zum anderen durch substanzielle Effizienzsteigerungen in der Beschaffung und Produktion. Der Grossteil dieser Verbesserungen wirkt nachhaltig über das Berichtsjahr hinaus. Zudem profitierte Tecan jedoch auch von nicht-wiederkehrenden positiven Effekten, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren.

Der für das Jahr 2017 ausgewiesene Gewinn stieg um 22.0% und erreichte CHF 66.5 Mio. (2016: CHF 54.5 Mio.). Dank dem Finanzergebnis erhöhte sich der Reingewinn etwas stärker als das Betriebsergebnis. Die Gewinnmarge verbesserte sich um 130 Basispunkte auf 12.1% des Umsatzes (2016: 10.8%). Der Gewinn pro Aktie steigerte sich um 20.9% auf CHF 5.73 (2016: CHF 4.74).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit entwickelte sich erwartungsgemäss und lag bei CHF 99.4 Mio. (2016: CHF 118.8 Mio.; inklusive einer Rückzahlung von Entwicklungskosten durch einen OEM-Partner). Damit entsprach der operative Geldzufluss im Berichtsjahr 18.1 % des Umsatzes.

## **Informationen nach Geschäftssegmenten**

### ***Life Sciences Business (Endkundengeschäft)***

Im Berichtsjahr stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 9.0% in Lokalwährungen und erreichte CHF 306.9 Mio. (2016: CHF 280.2 Mio.); in Schweizer Franken lag der Umsatz um 9.5% über dem Vorjahreswert. Auf organischer Basis, ohne die Einbeziehung der Verkäufe von SPEware (jetzt Tecan SP) in den ersten neun Monaten, erhöhte sich der Umsatz im Jahr 2017 um 3.6% in Lokalwährungen. Verschiedene Instrumentenplattformen, das Servicegeschäft und ein erneut starkes Wachstum bei Verbrauchsmaterialien trugen dazu bei. Regional stach einmal mehr China mit einer hohen Wachstumsrate hervor. Nachdem im ersten Halbjahr ein besonders hohes Wachstum verzeichnet werden konnte, stiegen die Umsätze in der zweiten Jahreshälfte um 2.5% in Lokalwährungen und um 3.8% in Schweizer Franken. Organisch lag die zweite Jahreshälfte mit -0.6% leicht unter der Vorjahresperiode, die jedoch von Umsätzen aus einem bedeutenden Grossauftrag profitiert hatte.

Der Auftragseingang im Life Sciences Business übertraf mit einem zweistelligen Wachstum im Gesamtjahr erneut den Umsatz und wies auch in der zweiten Jahreshälfte eine erfreuliche Steigerung auf, die ebenfalls deutlich über der Umsatzentwicklung lag.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg um 10.6% auf CHF 50.5 Mio. (2016: CHF 45.7 Mio.), einschliesslich akquisitionsbedingter Kosten für die Integration von Tecan SP. Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem

Umsatzwachstum, einer höheren Bruttomarge sowie aus weiteren Effizienzsteigerungen. Die Betriebsrendite erhöhte sich um 30 Basispunkte auf 15.9% des Umsatzes (2016: 15.6%).

### ***Partnering Business (OEM-Geschäft)***

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF 241.5 Mio. (2016: CHF 226.0 Mio.). Dies entspricht einem Anstieg um 6.7% in Lokalwährungen und um 6.9% in Schweizer Franken. Die Akquisition von Pulssar Technologies, seit 1. März 2017 in der Jahresrechnung konsolidiert, hatte wie erwartet nur eine geringe Auswirkung auf die Umsätze. Auf organischer Basis, ohne Einbeziehung der Verkäufe von Pulssar, erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 um 6.1% in Lokalwährungen. Die Umsatzsteigerung wurde trotz einer hohen Basis im Vorjahr erzielt, als die Entwicklung in der ersten Jahreshälfte von der grösseren letzten Bestellung einer auslaufenden Instrumentenplattform profitiert hatte. Die fehlenden Umsätze aus dieser Instrumentenplattform konnten durch neue Instrumentenplattformen und durch ein starkes Wachstum im Komponentengeschäft sowie bei Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien mehr als kompensiert werden.

Nach dem leichten Rückgang in den ersten sechs Monaten beschleunigte sich die Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte deutlich, mit Wachstumsraten von 16.4% in Lokalwährungen und 16.6% in Schweizer Franken. Organisch entspricht dies einem Wachstum im zweiten Halbjahr von 15.5% in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang im Partnering Business erhöhte sich im Geschäftsjahr 2017 mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Partnering Business (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg im Geschäftsjahr 2017 um 26.2% auf CHF 42.6 Mio. (2016: CHF 33.8 Mio.). Auch in diesem Geschäftssegment waren das Umsatzwachstum, eine höhere Bruttomarge sowie Effizienzsteigerungen die entscheidenden Faktoren für die Gewinnsteigerung. Die Betriebsrendite stieg um 270 Basispunkte auf 17.5% des Umsatzes (2016: 14.8%), auch wegen nicht-wiederkehrender positiver Effekte und weil in der Vorjahresperiode noch höhere Kosten für die Integration im Zusammenhang mit der Sias-Übernahme angefallen waren.

## **Ergänzende Informationen**

### ***Regionale Entwicklung***

In Europa lag der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 in Lokalwährungen um 3.6% und in Schweizer Franken um 3.0% unter dem Vorjahreswert. Das Life Sciences Business verzeichnete im Berichtsjahr ein Umsatzwachstum. Die insgesamt negative Entwicklung war hauptsächlich aus dem positiven Einmaleffekt im ersten Halbjahr 2016 entstanden, der im Geschäftssegment Partnering Business angefallen war und zu einer hohen Vergleichsbasis führte. Mit einem

deutlichen Umsatzplus in der zweiten Jahreshälfte konnte aber ein Grossteil der negativen Entwicklung in den ersten sechs Monaten des Jahres aufgeholt werden.

In Nordamerika erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 sowohl in Lokalwährungen wie auch in Schweizer Franken um 19.6%. Das Life Sciences Business verzeichnete in dieser Region ein hohes Wachstum, welches vom erstmaligen Beitrag der SPEware-Produkte profitierte. Ebenso wuchs das Partnering Business mit einer deutlich zweistelligen Rate, unterstützt von einer hohen Dynamik im Komponentengeschäft.

Auch in Asien erzielte Tecan erneut ein deutliches Umsatzplus von 12.4% in Lokalwährungen und 12.6% in Schweizer Franken. Dabei steigerten beide Segmente den Umsatz mit einer zweistelligen Wachstumsrate. In China profitierten beide Geschäftssegmente weiterhin von den anhaltend hohen Investitionen in das Gesundheitswesen und die Life-Science-Forschung.

#### ***Wiederkehrende Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien***

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien wuchsen im Geschäftsjahr 2017 um 22.0% in Lokalwährungen bzw. um 22.4% 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 42.4% am Gesamtumsatz und bildet den bisher höchsten je erzielten Wert für ein volles Geschäftsjahr (2016: 37.6%). Auf Serviceleistungen (einschliesslich Ersatzteile) entfielen dabei 21.6% des Gesamtumsatzes, auf Verbrauchsmaterialien (Kunststoff und Reagenzien) 20.8%.

#### ***Operative Leistungen im Geschäftsjahr 2017***

Die Integration der akquirierten US-amerikanischen SPEware, heute Tecan SP, wurde 2017 erfolgreich abgeschlossen. Dieses Unternehmen, seit Oktober 2016 Teil des Konzerns, ist ein führender Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie. Im Berichtsjahr wurde das Produktportfolio von Tecan SP neu aufgestellt und unter dem Markennamen RESOLVEX™ zusammengefasst. Die Produkte waren bisher hauptsächlich in Nordamerika erfolgreich und werden zukünftig von der starken globalen Vertriebsstruktur der Tecan-Gruppe profitieren. Die Vermarktung in Europa startete in der zweiten Jahreshälfte 2017.

Bei der französischen Pulssar Technologies S.A.S., übernommen im März 2017, konnte Tecan ebenfalls bereits die Integration abschliessen. Die Verlagerung der Pulssar-Fertigung von Paris nach San Jose (USA), wo Tecan bereits Komponenten entwickelt und herstellt, wurde zügig vorgenommen und ist schon abgeschlossen. Die Pulssar-Präzisionspumpen erweitern das Technologieportfolio des Komponentengeschäfts von Tecan im Partnering Business und erfüllen anwendungsspezifische Kundenbedürfnisse in verschiedenen Marktsegmenten.

Im Partnering Business schloss Tecan neue Entwicklungsvereinbarungen mit dem italienischen Partner DiaSorin sowie mit der Sysmex Corporation aus Japan ab. Im Projekt mit DiaSorin soll die Fluent®-Laborautomationslösung von Tecan als Nukleinsäure-Extraktions-Plattform im Bereich der Molekulardiagnostik eingesetzt werden. Als Basis des Instruments für Sysmex wird die neue Cavo® Omni Flex-Plattform von Tecan verwendet, welche gezielt auf die Anwendung im Bereich der Durchflusszytometrie adaptiert wurde.

### **Gesunde Bilanz – Erhöhung der Dividende vorgeschlagen**

Zum 31. Dezember 2017 erhöhte sich die Eigenkapitalquote von Tecan auf 68.5% (31. Dezember 2016: 66.2%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erreichte CHF 290.7 Mio. (31. Dezember 2016: CHF 242.3 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2017 bei CHF 1'166'487 (31. Dezember 2016: CHF 1'154'137), eingeteilt in 11'664'872 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 17. April 2018 eine Erhöhung der Dividende von CHF 1.75 auf CHF 2.00 je Aktie vorschlagen.

### **Ausblick 2018**

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet Tecan ein rein organisches Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Weitere mögliche Akquisitionen schliesst diese Prognose also nicht mit ein.

Nach einem Margensprung im Jahr 2017, zum Teil auch von nicht-wiederkehrenden positiven Effekten getrieben, erwartet Tecan im Geschäftsjahr 2018 eine EBITDA-Marge von erneut über 19% des Umsatzes.

Diese Erwartungen zur Profitabilität schliessen Integrationskosten für bereits abgeschlossene Akquisitionen in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken ein und basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2018, wonach ein Euro CHF 1.15 entspricht (2016: 1.07) und ein US-Dollar CHF 0.96 (2016: 0.99). Sie enthalten ebenfalls keine Beiträge oder Kosten aus weiteren Akquisitionen.

### **Finanzbericht und Webcast**

Der vollständige Finanzbericht 2017 kann auf der Internetseite des Unternehmens [www.tecan.com](http://www.tecan.com) in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht zudem eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017 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](http://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 (0) 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 17. April 2018 in Pfäffikon (SZ) statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2018 wird am 16. August 2018 veröffentlicht.

### **Über Tecan**

Tecan ([www.tecan.com](http://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.

### **Für weitere Informationen:**

#### **Tecan Group**

Dr. Rudolf Eugster  
Chief Financial Officer

[investor@tecan.com](mailto:investor@tecan.com)  
[www.tecan.com](http://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 2017**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2017	2016	Δ in %
<b>Umsatz</b>	<b>548'399</b>	<b>506'227</b>	<b>8.3%</b>
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(282'832)	(266'870)	6.0%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>265'567</b>	<b>239'357</b>	<b>11.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	48.4%	47.3%	
Verkauf und Marketing	(84'220)	(76'485)	10.1%
Forschung und Entwicklung	(51'069)	(47'090)	8.4%
Administration und Verwaltung	(51'489)	(48'888)	5.3%
Sonstiger betrieblicher Ertrag	3'324	1'243	167.4%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	(1'632)	-	n.a.
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>80'481</b>	<b>68'137</b>	<b>18.1%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	14.7%	13.5%	
Finanzergebnis	(804)	(2'709)	-70.3%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>79'677</b>	<b>65'428</b>	<b>21.8%</b>
Ertragssteuern	(13'130)	(10'886)	20.6%
<b>Periodengewinn</b>	<b>66'547</b>	<b>54'542</b>	<b>22.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	12.1%	10.8%	

<b>EBITDA</b>	<b>105'310</b>	<b>89'031</b>	<b>18.3%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	19.2%	17.6%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>5.73</b>	<b>4.74</b>	<b>20.9%</b>
<b>Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>5.64</b>	<b>4.66</b>	<b>21.0%</b>

**Auftragseingang**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2017	2016	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>564'135</b>	<b>503'246</b>	<b>12.1%</b>	<b>11.8%</b>



### Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

#### Umsatz Dritte

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2017	2016	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Life Sciences Business	306'851	280'224	9.5%	9.0%
Partnering Business	241'548	226'003	6.9%	6.7%
<b>Total Umsatz</b>	<b>548'399</b>	<b>506'227</b>	<b>8.3%</b>	<b>8.0%</b>

#### Segmentinformation 2017

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	306'851	241'548	-	<b>548'399</b>
Umsatz Intersegment	11'738	1'772	(13'510)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>318'589</b>	<b>243'320</b>	<b>(13'510)</b>	<b>548'399</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>50'528</b>	<b>42'638</b>	<b>(12'685)</b>	<b>80'481</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.9%	17.5%		14.7%

#### Segmentinformation 2016

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	280'224	226'003	-	<b>506'227</b>
Umsatz Intersegment	12'620	1'661	(14'281)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>292'844</b>	<b>227'664</b>	<b>(14'281)</b>	<b>506'227</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>45'685</b>	<b>33'781</b>	<b>(11'329)</b>	<b>68'137</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.6%	14.8%		13.5%

### Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2017	2016	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	10'679	10'160	5.1%	4.9%
Sonstiges Europa	198'593	205'605	-3.4%	-4.0%
Nordamerika	235'809	197'235	19.6%	19.6%
Asien	88'355	78'490	12.6%	12.4%
Übrige	14'963	14'737	1.5%	0.0%
<b>Total Umsatz</b>	<b>548'399</b>	<b>506'227</b>	<b>8.3%</b>	<b>8.0%</b>

### Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	31.12.2017	31.12.2016	Δ in %
<b>Aktiven</b>			
Umlaufvermögen	601'091	534'290	12.5%
Anlagevermögen	201'767	201'871	-0.1%
<b>Aktiven</b>	<b>802'858</b>	<b>736'161</b>	<b>9.1%</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	151'793	141'956	6.9%
Langfristige Verbindlichkeiten	100'724	107'120	-6.0%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>252'517</i>	<i>249'076</i>	<i>1.4%</i>
Eigenkapital	550'341	487'085	13.0%
<b>Passiven</b>	<b>802'858</b>	<b>736'161</b>	<b>9.1%</b>

### Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2017	2016	Δ in %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	99'428	118'801	-16.3%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(22'409)	(54'290)	-58.7%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(15'158)	(26'214)	-42.2%
Umrechnungsdifferenzen	807	13	n.a.
<b>Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel</b>	<b>62'668</b>	<b>38'310</b>	<b>63.6%</b>
<b>Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung</b>			
Am 1. Januar	246'744	208'434	18.4%
Am 31. Dezember	309'412	246'744	25.4%

### Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2017	2016	Δ in %
<b>Eigenkapital am 1. Januar</b>	<b>487'085</b>	<b>440'673</b>	<b>10.5%</b>
Periodengewinn	66'547	54'542	22.0%
Sonstige Ergebnisse (Gewinn/(Verlust)) der Periode	28	(2'557)	n.a.
Dividendenausschüttung	(20'315)	(20'122)	1.0%
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	3'369	1'954	72.4%
Anteilsbasierte Vergütungen	13'627	12'595	8.2%
<b>Eigenkapital am 31. Dezember</b>	<b>550'341</b>	<b>487'085</b>	<b>13.0%</b>

**Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung**  
**Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2017**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2017	H2 2016	Δ in %
<b>Umsatz</b>	<b>295'116</b>	<b>270'969</b>	<b>8.9%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(149'409)	(143'911)	3.8%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>145'707</b>	<b>127'058</b>	<b>14.7%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	49.4%	46.9%	
Verkauf und Marketing	(43'858)	(38'262)	14.6%
Forschung und Entwicklung	(27'545)	(24'214)	13.8%
Administration und Verwaltung	(25'538)	(25'082)	1.8%
Sonstiger Betriebsertrag	3'300	900	266.7%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	(1'142)	-	n.a.
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>50'924</b>	<b>40'400</b>	<b>26.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	17.3%	14.9%	
Finanzergebnis	(2'325)	(3'505)	-33.7%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>48'599</b>	<b>36'895</b>	<b>31.7%</b>
Ertragssteuern	(7'754)	(5'804)	33.6%
<b>Periodengewinn</b>	<b>40'845</b>	<b>31'091</b>	<b>31.4%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	13.8%	11.5%	

<b>EBITDA</b>	<b>64'040</b>	<b>51'093</b>	<b>25.3%</b>
<i>In % of sales</i>	21.7%	18.9%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>3.51</b>	<b>2.70</b>	<b>30.0%</b>
--	-------------	-------------	--------------

**Auftragseingang zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2017	H2 2016	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>272'966</b>	<b>252'636</b>	<b>8.0%</b>	<b>7.1%</b>

### Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten zweites Halbjahr

#### Umsatz Dritte

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2017	H2 2016	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Life Sciences Business	168'666	162'525	3.8%	2.5%
Partnering Business	126'450	108'444	16.6%	16.4%
<b>Total Umsatz</b>	<b>295'116</b>	<b>270'969</b>	<b>8.9%</b>	<b>8.0%</b>

#### Segmentinformation 2017

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	168'666	126'450	-	<b>295'116</b>
Umsatz Intersegment	6'564	1'010	(7'574)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>175'230</b>	<b>127'460</b>	<b>(7'574)</b>	<b>295'116</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>32'691</b>	<b>23'666</b>	<b>(5'433)</b>	<b>50'924</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	18.7%	18.6%		17.3%

#### Segmentinformation 2016

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	162'525	108'444	-	<b>270'969</b>
Umsatz Intersegment	7'155	908	(8'063)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>169'680</b>	<b>109'352</b>	<b>(8'063)</b>	<b>270'969</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33'511</b>	<b>12'887</b>	<b>(5'998)</b>	<b>40'400</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	19.7%	11.8%		14.9%

### Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden) zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2017	H2 2016	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	5'984	6'482	-7.7%	-8.1%
Sonstiges Europa	107'263	97'631	9.9%	7.2%
Nordamerika	124'990	113'895	9.7%	10.7%
Asien	48'944	44'224	10.7%	9.5%
Übrige	7'935	8'737	-9.2%	-12.5%
<b>Total Umsatz</b>	<b>295'116</b>	<b>270'969</b>	<b>8.9%</b>	<b>8.0%</b>