

## Tecan mit starkem Wachstum bei Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2015

### Finanzresultate 2015 und zweite Jahreshälfte

- Auftragseingang von CHF 465.0 Mio. (2014: CHF 417.4 Mio.)
  - Wachstum von 14.1% in Lokalwährungen bzw. 11.4% in CHF
  - Organisches Jahreswachstum von 10.9% in Lokalwährungen bzw. 8.3% in CHF
  - Zweites Halbjahr (H2): Anstieg von 13.8% in Lokalwährungen bzw. 10.9% in CHF
- Umsatz von CHF 440.3 Mio. (2014: CHF 399.5 Mio.)
  - Jahreswachstum von 13.1% in Lokalwährungen bzw. 10.2% in CHF
  - Organisches Jahreswachstum von 9.6% in Lokalwährungen bzw. 6.8% in CHF
  - H2: Umsatzwachstum von 8.7% in Lokalwährungen bzw. 5.6% in CHF
- Jahresbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 83.4 Mio. (2014: CHF 67.5 Mio.)
  - Steigerung der EBITDA-Marge um 200 Basispunkte auf 18.9% (2014: 16.9%)
- Jahresgewinn von CHF 57.1 Mio. (2014: CHF 40.2 Mio.); Steigerung um 42.1%
  - Gewinnmarge um 290 Basispunkte auf 13.0% verbessert (2014: 10.1%)
  - Gewinn pro Aktie um 39.1% auf CHF 5.05 erhöht (2014: CHF 3.63)
- Hoher Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 99.1 Mio. (2014: CHF 48.2 Mio.) bzw. 22.5% des Umsatzes (2014: 12.1%)

### Operative Leistungen 2015 und weitere wichtige Informationen

- Markteinführung zusätzlicher Funktionen und Anwendungen für Fluent™, der neuen Generation von Liquid-Handling-Plattformen
- Markteinführung des von Grund auf neu entwickelten Spark™ 10M Multimode-Mikroplatten-Readers für Kunden aus den Bereichen Zellbiologie und Genomik  
Markteinführung in den USA des FDA-zugelassenen ORTHO VISION™ Analyzers von Ortho Clinical Diagnostics im Partnering Business
- Übernahme der Sias AG am 30. November 2015, eines führenden OEM-Anbieters von Laborautomationslösungen
- Erhöhung der Dividende auf CHF 1.75 pro Aktie vorgeschlagen

### Ausblick 2016

- Prognose eines erneut zweistelligen Wachstums des Jahresumsatzes in Lokalwährungen
- EBITDA 2016 auf ungefähr vergleichbarem Niveau wie 2015 erwartet, inklusive Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme der Sias AG in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken
- Weiterer Anstieg der zugrunde liegenden EBITDA-Marge, ohne Sias, um mindestens 50 Basispunkte erwartet

**Männedorf, Schweiz, 15. März 2016** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute ihre Finanzresultate für das Gesamtjahr und das zweite Halbjahr 2015 bekannt gegeben.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Ich freue mich sehr über die finanzielle Entwicklung von Tecan im Geschäftsjahr 2015. Mit einem starken Anstieg sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn haben wir unsere Jahresziele erreicht. Besonders erfreulich ist der hohe Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit.

Wir profitieren klar von der Markteinführung mehrerer neuer, bedeutender Plattformen und Produkte. In unserem Life Sciences Business führten wir weitere neue Funktionen und Anwendungen für Fluent ein, unserer nächsten Generation von Liquid-Handling-Plattformen. Mit Spark lancierten wir zudem eine von Grund auf neu entwickelte Multimode-Mikroplatten-Reader-Plattform. In unserem Partnering Business erfolgte die US-Markteinführung des ORTHO VISION™ Analyzers durch unseren Partner Ortho Clinical Diagnostics. Dank der Übernahme der Sias AG konnten wir ferner unser führendes OEM-Geschäft weiter ausbauen. Diese Wachstumstreiber sind erneut wichtige Pfeiler für unser weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2016“, so Martyr weiter.

### **Finanzresultate 2015 und zweite Jahreshälfte**

Im zweiten Halbjahr 2015 erhöhte sich der Auftragseingang von Tecan um 13.8% in Lokalwährungen bzw. 10.9% in Schweizer Franken. Auf organischer Basis legte der Auftragseingang im zweiten Halbjahr um 12.3% in Lokalwährungen bzw. 9.6% in Schweizer Franken zu. Von der organischen Entwicklung ausgenommen sind alle Beiträge von Übernahmen in jenen Monaten in der Berichtsperiode, die nicht bereits in der konsolidierten Jahresrechnung der Vorjahresperiode enthalten waren. Über das ganze Jahr gesehen stieg der Auftragseingang um 14.1% in Lokalwährungen auf CHF 465.0 Mio. (2014: CHF 417.4 Mio.), was einem Wachstum von 11.4% in Schweizer Franken entspricht. Auf organischer Basis legte der Auftragseingang um 10.9% in Lokalwährungen bzw. um 8.3% in Schweizer Franken zu.

Der Umsatz stieg im zweiten Halbjahr um 8.7% in Lokalwährungen bzw. 5.6% in Schweizer Franken im Vergleich zum hohen Wert der Vorjahresperiode. Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 7.0% in Lokalwährungen bzw. 4.0% in Schweizer Franken. Im Gesamtjahr 2015 steigerte Tecan den Umsatz um 13.1% in Lokalwährungen und um 10.2% in Schweizer Franken auf CHF 440.3 Mio. (2014: CHF 399.5 Mio.) und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Auf organischer Basis erhöhte sich der Umsatz um 9.6% in Lokalwährungen bzw. 6.8% in Schweizer Franken.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) stieg im Geschäftsjahr 2015 um 23.5% auf CHF 83.4 Mio. (2014: CHF 67.5 Mio.). Die

EBITDA-Marge verbesserte sich um 200 Basispunkte auf 18.9% des Umsatzes (2014: 16.9%) und übertraf damit das Margenziel von „mehr als 100 Basispunkten“ für das Gesamtjahr.

Diese Ergebnisse beinhalten auch übernahmebedingte Kosten. Die Ergebnisentwicklung profitierte von einem positiven Wechselkurseffekt und einer einmaligen Anpassung bei den Personalvorsorgeverpflichtungen gemäss IAS 19.

Der für das Jahr 2015 ausgewiesene Gewinn stieg um 42.1% und erreichte CHF 57.1 Mio. (2014: CHF 40.2 Mio.). Dank dem besseren Finanzergebnis und der niedrigeren Steuerrate erhöhte sich der Reingewinn stärker als das Betriebsergebnis. Die Gewinnmarge verbesserte sich um 290 Basispunkte auf 13.0% des Umsatzes (2014: 10.1%). Der Gewinn pro Aktie steigerte sich um 39.1% auf CHF 5.05 (2014: CHF 3.63).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit hat sich auf CHF 99.1 Mio. mehr als verdoppelt (2014: CHF 48.2 Mio.). Die Cash Conversion Rate lag somit bei 22.5% des Umsatzes.

## **Informationen nach Geschäftssegmenten**

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

Im zweiten Halbjahr stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 12.7% in Lokalwährungen; in Schweizer Franken lag er um 7.5% über dem Vorjahreswert. Auf organischer Basis erhöhte sich der Umsatz um 11.3% in Lokalwährungen. Der Gesamtjahresumsatz des Segments erreichte CHF 253.0 Mio., was einem Plus von 11.8% in Lokalwährungen bzw. 7.1% in Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht (2014: CHF 236.3 Mio.). Auf organischer Basis stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2015 um 6.7% in Lokalwährungen. Die neu eingeführten Plattformen Fluent und Spark lieferten einen wesentlichen Beitrag zu diesem Wachstum. Zudem stieg der Auftragseingang im Life Sciences Business sowohl insgesamt als auch organisch an und übertraf den Umsatz.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Segments stieg im Berichtsjahr auf CHF 45.4 Mio. an (2014: CHF 40.2 Mio.). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus den höheren Verkaufsvolumen sowie aus tieferen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 17.0% des Umsatzes (2014: 16.3%).

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

Der Umsatz im Partnering Business stieg im zweiten Halbjahr um 3.1% in Lokalwährungen bzw. 2.9% in Schweizer Franken im Vergleich zur hohen Basis mit einem Wachstum von 14.7% in der Vorjahresperiode. Ohne die Beiträge der Sias AG, die seit 1. Dezember 2015 zum Partnering Business gehört, legte der Umsatz im zweiten Halbjahr um 1.0% in Lokalwährungen zu. Im Gesamtjahr 2015 erzielte das Partnering Business einen Umsatz von CHF 187.3 Mio. (2014:

CHF 163.2 Mio.). Dies entspricht einer Zunahme von 14.9% in Lokalwährungen bzw. 14.7% in Schweizer Franken. Auf organischer Basis stieg der Umsatz um 13.7% in Lokalwährungen. Instrumente, die innerhalb der letzten zwei Jahre lanciert wurden, trugen massgeblich zum hohen Wachstum bei. Auch das Geschäft mit Komponenten entwickelte sich weiterhin gut. Der Auftragseingang im Partnering Business erhöhte sich 2015 ebenfalls mit einer zweistelligen Rate und übertraf den Umsatz wesentlich.

Der EBIT des Segments stieg 2015 auf CHF 30.2 Mio. (2014: CHF 24.9 Mio.) und die EBIT-Marge erhöhte sich auf 16.0% des Umsatzes (2014: 14.9%). Durch höhere Verkaufsvolumen konnten die Auswirkungen der niedrigeren Margen einiger neu eingeführter Instrumente auf die Profitabilität, die für die Markteinführungsphase typisch sind, mehr als ausgeglichen werden.

## **Ergänzende Informationen**

### ***Regionale Entwicklung***

In Lokalwährungen erhöhte Tecan den Jahresumsatz in Europa gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. In Schweizer Franken fiel der Anstieg mit 7.8% wegen der Abwertung des Euro tiefer aus. Im Life Sciences Business wurde das Wachstum durch die Einführung neuer Produkte sowie den Umsatzbeitrag von IBL International getrieben. Im Partnering Business begünstigten gute Verkäufe sowohl im Instrumenten- wie auch im Komponentengeschäft die Umsatzentwicklung.

In Nordamerika lag der Umsatz um 13.2% in Lokalwährungen bzw. 17.8% in Schweizer Franken über dem Vergleichswert von 2014. Dank einem wesentlichen Beitrag von neu eingeführten Produkten wuchsen beide Segmente in dieser Region mit einer zweistelligen Rate in Lokalwährungen.

Mit einem Beitrag von beiden Geschäftssegmenten wuchs der Umsatz in Asien in Lokalwährungen um 12.3%; in Schweizer Franken erhöhte sich der Umsatz infolge negativer Wechselkursschwankungen nur um 3.6%. Trotz einer weiterhin schwierigen Wirtschaftslage in China verbesserte sich die Gesamtsituation im Berichtsjahr. Einmal mehr verzeichnete Tecan in diesem Ländermarkt eine zweistellige Wachstumsrate.

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

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien verzeichneten 2015 ein hohes Wachstum von 19.1% in Lokalwährungen bzw. 15.9% in Schweizer Franken. Mit den Immunoassays von IBL International, einem auf Reagenzien ausgerichteten Geschäft, hat sich Tecan eine neue Quelle wiederkehrender Umsätze erschlossen. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte damit 37.8% am Gesamtumsatz (2014: 36.0%). Auf Serviceleistungen

(einschliesslich Ersatzteile) entfielen dabei 22.2% des Gesamtumsatzes, auf Verbrauchsmaterialien (Kunststoff und Reagenzien) 15.6%.

### ***Forschung und Entwicklung***

Im Geschäftsjahr 2015 betrugen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 9.1% des Umsatzes (2014: 9.9%) oder CHF 39.9 Mio. (2014: CHF 39.5 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sanken wie geplant weiter auf brutto CHF 56.7 Mio. (2014: CHF 84.9 Mio.), da verschiedene Entwicklungsprojekte erfolgreich abgeschlossen werden konnten bzw. mehrere Produkte kurz vor der Markteinführung stehen. Der Gesamtbetrag beinhaltet auch Entwicklungsleistungen für OEM-Instrumentenkunden im Partnering Business (CHF 15.8 Mio.) und die in der Bilanz aktivierten Entwicklungskosten (CHF 9.1 Mio.). Diese aktivierten Entwicklungskosten wurden durch Abschreibungen annähernd ausgeglichen.

Für die Fluent™ Laborautomationsfamilie, eine neue Generation von Liquid-Handling-Plattformen, lancierte Tecan 2015 neue anwendungsspezifische Lösungen sowie mehrere neue Hardware- und Software-Optionen. Diese ermöglichen fortan ein wesentlich breiteres Spektrum an Anwendungen. Dank diesen Innovationen werden Schlüsselprozesse wie die Probenhandhabung in der Medikamentenentdeckung (Compound Management) weiter vereinfacht. Zudem optimieren sie Fluent für Hochdurchsatzanwendungen im Bereich der Genomik, was im Markt auf grosses Interesse stösst.

Auch in der zweiten Hauptproduktlinie, den Detektionsinstrumenten, führte Tecan Anfang 2015 mit Spark™ eine neue Generation der Reader-Plattform im Markt ein. Im Verlauf des Berichtsjahres führte das Unternehmen ausserdem zahlreiche neue Funktionen ein. Der Spark™ 10M Multimode-Mikroplatten-Reader wurde entwickelt, um die Flexibilität und Produktivität für Kunden aus den Bereichen Zellbiologie und Genomik zu erhöhen. Die von Grund auf neu entwickelte Plattform ist besonders einfach zu bedienen und bietet herausragende Eigenschaften, um die Routinearbeit im Labor zu vereinfachen.

Im Partnering Business lancierte Ortho Clinical Diagnostics, Inc., der Partner von Tecan und ein Marktführer in der Immunhämatologie, im August 2015 den ORTHO VISION™ Analyzer in den USA. Der FDA-zugelassene ORTHO VISION™ Analyzer leitet mit Responsive Automation eine neue Ära in der Transfusionsmedizin ein. Zudem wurde die Entwicklung des ORTHO VISION™ Max, einer weiteren Variante des Instruments für Transfusionsmedizin-Labors mit hohem Probendurchsatz, im Geschäftsjahr 2015 erfolgreich abgeschlossen. Im Oktober 2015 kündigte Ortho Clinical Diagnostics an, dass diese Variante des Instruments die CE-Kennzeichnung erhalten hat und nun in Europa und Japan vermarktet wird.

## **Übernahme von Sias zum weiteren Ausbau des Partnering Business**

Am 27. Oktober 2015 gab Tecan bekannt, dass das Unternehmen mit den Mehrheitsaktionären von Sias eine Einigung über den Erwerb der Sias AG erzielt hatte. Die Sias AG ist ein führender Anbieter für ein breites Spektrum an modularen und kompletten Laborautomationslösungen für OEM-Partner. Seit 1. Dezember 2015 wird Sias als Teil des Geschäftssegments Partnering Business in die konsolidierte Jahresrechnung der Tecan Group einbezogen. Die modularen Plattformen und die Robotikkomponenten von Sias eignen sich ideal für Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Sie erweitern so das Spektrum der bestehenden Automatisierungslösungen und Komponenten von Tecan.

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

Zum 31. Dezember 2015 erreichte die Eigenkapitalquote von Tecan 68.7% (31. Dezember 2014: 65.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) belief sich auf CHF 198.8 Mio. (31. Dezember 2014: CHF 122.7 Mio.). Dieser Betrag beinhaltet die Übernahme der Sias AG zu einem Gesamtpreis von rund CHF 25.0 Mio., wovon der zu zahlende Betrag vollständig in bar geleistet wurde. Zur Steigerung der Nettoliquidität trugen zum einen der hohe Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit bei, zum anderen die Veräusserung von 249'331 eigenen Aktien im ersten Halbjahr 2015, die aus steuerlichen Gründen notwendig wurde. Der Verkaufserlös betrug insgesamt CHF 31.6 Mio. Das Aktienkapital des Unternehmens lag zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2015 bei CHF 1'146'758 (31. Dezember 2014: CHF 1'144'458), eingeteilt in 11'467'577 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 13. April 2016 eine Erhöhung der Dividende von CHF 1.50 auf CHF 1.75 je Aktie vorschlagen.

## **Ausblick 2016**

Tecan erwartet für das Jahr 2016 erneut einen zweistelligen Anstieg des Gruppenumsatzes in Lokalwährungen. Das starke Wachstum wird von der anhaltenden Steigerung der Serienproduktion wichtiger Plattformen getrieben und zusätzlich unterstützt durch die Markteinführung neuer Produkte in beiden Geschäftssegmenten sowie durch den vollen Umsatzbeitrag von Sias.

Für 2016 wird ein weiterer Anstieg der zugrunde liegenden EBITDA-Marge um mindestens 50 Basispunkte erwartet, ohne Berücksichtigung von Sias und bereinigt um positive Einmaleffekte im Jahr 2015, hauptsächlich aus Anpassungen der Personalvorsorgeverpflichtungen. Für 2016 ist davon auszugehen, dass die Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Sias einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken erreichen werden. Ab 2017 wird mit einem positiven Beitrag der Übernahme zum Gewinn gerechnet. Inklusive der einmaligen

Integrationskosten wird das EBITDA für das Geschäftsjahr 2016 auf einem ungefähr vergleichbaren Niveau wie 2015 erwartet.

Diese Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2016, wonach ein Euro CHF 1.05 entspricht und ein US-Dollar CHF 0.98. Auch beinhalten diese Erwartungen keine weiteren Akquisitionen.

### **Finanzbericht und Webcast**

Der vollständige Finanzbericht 2015 kann auf der Internetseite des Unternehmens unter [www.tecan.com](http://www.tecan.com) in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht auch eine iPad-App für den Geschäftsbericht von Tecan zur Verfügung.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015 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 58 310 50 00 oder +44 203 059 58 62 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +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 13. April 2016 in Zürich statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2016 wird am 16. August 2016 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. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

### **Für weitere Informationen:**



8

**Tecan Gruppe**

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 2015**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2015	2014	Δ in %
<b>Umsatz</b>	<b>440'295</b>	<b>399'518</b>	<b>10.2%</b>
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(224'794)	(201'883)	11.3%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>215'501</b>	<b>197'635</b>	<b>9.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	48.9%	49.5%	
Verkauf und Marketing	(69'193)	(63'258)	9.4%
Forschung und Entwicklung	(39'857)	(39'451)	1.0%
Administration und Verwaltung	(40'866)	(39'697)	2.9%
Sonstiger Betriebsertrag	1'364	1'974	-30.9%
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>66'949</b>	<b>57'203</b>	<b>17.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.2%	14.3%	
Finanzergebnis	(942)	(8'059)	-88.3%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>66'007</b>	<b>49'144</b>	<b>34.3%</b>
Ertragssteuern	(8'860)	(8'928)	-0.8%
<b>Periodengewinn</b>	<b>57'147</b>	<b>40'216</b>	<b>42.1%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	13.0%	10.1%	

<b>EBITDA</b>	<b>83'401</b>	<b>67'542</b>	<b>23.5%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	18.9%	16.9%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>5.05</b>	<b>3.63</b>	<b>39.1%</b>
<b>Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>4.96</b>	<b>3.57</b>	<b>38.9%</b>

**Auftragseingang**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2015	2014	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>465'029</b>	<b>417'414</b>	<b>11.4%</b>	<b>14.1%</b>

## Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

### Umsatz Dritte

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2015	2014	Δ in % (CHF)	Δ in % (LC)
Life Sciences Business	253'029	236'271	7.1%	11.8%
Partnering Business	187'266	163'247	14.7%	14.9%
<b>Total Umsatz</b>	<b>440'295</b>	<b>399'518</b>	<b>10.2%</b>	<b>13.1%</b>

### Segmentinformation 2015

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	253'029	187'266		<b>440'295</b>
Umsatz Intersegment	14'760	1'785	(16'545)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>267'789</b>	<b>189'051</b>	<b>(16'545)</b>	<b>440'295</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>45'433</b>	<b>30'201</b>	<b>(8'685)</b>	<b>66'949</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	17.0%	16.0%		15.2%

### Segmentinformation 2014

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	236'271	163'247		<b>399'518</b>
Umsatz Intersegment	10'721	3'604	(14'325)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>246'992</b>	<b>166'851</b>	<b>(14'325)</b>	<b>399'518</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>40'182</b>	<b>24'936</b>	<b>(7'915)</b>	<b>57'203</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	16.3%	14.9%		14.3%

## Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2015	2014	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	11'181	11'448	-2.3%	0.0%
Sonstiges Europa	179'331	165'223	8.5%	15.8%
Nordamerika	179'995	152'837	17.8%	13.2%
Asien	60'284	58'185	3.6%	12.3%
Übrige	9'504	11'825	-19.6%	-10.1%
<b>Total Umsatz</b>	<b>440'295</b>	<b>399'518</b>	<b>10.2%</b>	<b>13.1%</b>

### Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	31.12.2015	31.12.2014	Δ in %
<b>Aktiven</b>			
Umlaufvermögen	492'353	423'833	16.2%
Anlagevermögen	149'129	128'429	16.1%
<b>Aktiven</b>	<b>641'482</b>	<b>552'262</b>	<b>16.2%</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	137'843	124'581	10.6%
Langfristige Verbindlichkeiten	62'966	66'483	-5.3%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>200'809</i>	<i>191'064</i>	<i>5.1%</i>
Eigenkapital	440'673	361'198	22.0%
<b>Passiven</b>	<b>641'482</b>	<b>552'262</b>	<b>16.2%</b>

### Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2015	2014	Δ in %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	99'128	48'191	105.7%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(33'506)	(54'328)	-38.3%
Geldzu/(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	14'740	(15'828)	n.a.
Umrechnungsdifferenzen	(643)	303	n.a.
<b>Zunahme/(Abnahme) flüssiger und geldnaher Mittel</b>	<b>79'719</b>	<b>(21'662)</b>	<b>n.a.</b>
<b>Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung</b>			
Am 1. Januar	128'715	150'377	-14.4%
Am 31. Dezember	208'434	128'715	61.9%

### Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2015	2014	Δ in %
<b>Eigenkapital am 1. Januar</b>	<b>361'198</b>	<b>336'202</b>	<b>7.4%</b>
Periodengewinn	57'147	40'216	42.1%
Sonstige Ergebnisse der Periode	(1'476)	(6'854)	-78.5%
Dividendenausschüttung	(16'857)	(16'651)	1.2%
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen	1'507	-	n.a.
Übertragung eigener Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen	669	2'984	-77.6%
Anteilsbasierte Vergütungen	8'691	5'288	64.4%
Sonstige Verkäufe eigener Aktien	29'794	13	n.a.
<b>Eigenkapital am 31. Dezember</b>	<b>440'673</b>	<b>361'198</b>	<b>22.0%</b>

**Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung**  
**Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2015**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2015	H2 2014	Δ in %
<b>Umsatz</b>	<b>240'345</b>	<b>227'516</b>	<b>5.6%</b>
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(121'832)	(117'213)	3.9%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>118'513</b>	<b>110'303</b>	<b>7.4%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	49.3%	48.5%	
Verkauf und Marketing	(36'061)	(33'697)	7.0%
Forschung und Entwicklung	(19'786)	(22'231)	-11.0%
Administration und Verwaltung	(22'228)	(21'223)	4.7%
Sonstiger Betriebsertrag	1'248	1'731	-27.9%
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>41'686</b>	<b>34'883</b>	<b>19.5%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	17.3%	15.3%	
Finanzergebnis	(5'731)	(8'154)	-29.7%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>35'955</b>	<b>26'729</b>	<b>34.5%</b>
Ertragssteuern	(4'773)	(5'095)	-6.3%
<b>Periodengewinn</b>	<b>31'182</b>	<b>21'634</b>	<b>44.1%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	13.0%	9.5%	

<b>EBITDA</b>	<b>50'809</b>	<b>40'705</b>	<b>24.8%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	21.1%	17.9%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>2.74</b>	<b>1.95</b>	<b>40.5%</b>
--	-------------	-------------	--------------

**Auftragseingang zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2015	H2 2014	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>244'940</b>	<b>220'822</b>	<b>10.9%</b>	<b>13.8%</b>

### Segmentinformation nach Geschäftssegmenten zweites Halbjahr

#### Umsatz Dritte

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2015	H2 2014	Δ in % (CHF)	Δ in % (LC)
Life Sciences Business	145'494	135'351	7.5%	12.7%
Partnering Business	94'851	92'165	2.9%	3.1%
<b>Total Umsatz</b>	<b>240'345</b>	<b>227'516</b>	<b>5.6%</b>	<b>8.7%</b>

#### Segmentinformation 2015

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	145'494	94'851		<b>240'345</b>
Umsatz Intersegment	6'800	1'010	(7'810)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>152'294</b>	<b>95'861</b>	<b>(7'810)</b>	<b>240'345</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>34'091</b>	<b>12'842</b>	<b>(5'247)</b>	<b>41'686</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	22.4%	13.4%		17.3%

#### Segmentinformation 2014

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	135'351	92'165		<b>227'516</b>
Umsatz Intersegment	5'773	2'020	(7'793)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>141'124</b>	<b>94'185</b>	<b>(7'793)</b>	<b>227'516</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25'357</b>	<b>13'659</b>	<b>(4'133)</b>	<b>34'883</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	18.0%	14.5%		15.3%

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

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2015	H2 2014	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	7'535	6'918	8.9%	11.0%
Sonstiges Europa	94'339	93'781	0.6%	6.6%
Nordamerika	98'996	84'359	17.4%	13.9%
Asien	34'837	35'654	-2.3%	6.3%
Übrige	4'638	6'804	-31.8%	24.5%
<b>Total Umsatz</b>	<b>240'345</b>	<b>227'516</b>	<b>5.6%</b>	<b>8.7%</b>