

Geschäftsjahr 2013: Tecan mit höherem Gewinn und wesentlichen Fortschritten bei der Strategieumsetzung

Finanzresultate 2013 und zweite Jahreshälfte

- **Umsatz von CHF 388.3 Mio. (2012: CHF 391.1 Mio.)**
 - Wachstum von 0.1% in Lokalwährungen bzw. -0.7% in Schweizer Franken
 - Gutes Wachstum im Partnering Business; Umsatzrückgang beim Instrumentengeschäft im Life Sciences Business in den etablierten Märkten
 - Hohes Wachstum in China und im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien
 - Umsatzwachstum von 0.8% in Lokalwährungen bzw. -1.1% in Schweizer Franken im zweiten Halbjahr
- **Auftragseingang von CHF 386.1 Mio. (2012: CHF 382.3 Mio.)**
 - Wachstum von 1.9% in Lokalwährungen bzw. 1.0% in Schweizer Franken
 - Leichter Rückgang von 1.0% in Lokalwährungen bzw. 2.9% in Schweizer Franken im zweiten Halbjahr
- **Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 54.8 Mio. (2012: CHF 52.7 Mio.)**
 - Verbesserung der Betriebsrendite um 60 Basispunkte auf 14.1% (2012: 13.5%)
 - Betriebsrendite von 14.5% bei konstanten Wechselkursen
- **Gewinn von CHF 45.7 Mio. (2012: CHF 42.4 Mio.); Anstieg um 7.8%**
 - Gewinnmarge um 100 Basispunkte auf 11.8% gesteigert (2012: 10.8%)
 - Gewinn pro Aktie erhöhte sich auf CHF 4.16 (2012: CHF 3.92)
- **Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit: CHF 27.9 Mio. (2012: CHF 2.4 Mio.)**
 - Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit ohne Berücksichtigung der Vorfinanzierung eines OEM-Entwicklungsprojekts von CHF 64.6 Mio. (2012: CHF 45.0 Mio.)

Operative Leistungen 2013 und weitere wichtige Informationen

- OEM-Entwicklungsprogramm Dako Omnis abgeschlossen; Markteinführung erfolgt
- Gute Fortschritte in weiteren Entwicklungsprogrammen: Markteinführungen des ORTHO Vision™ im Partnering Business und der nächsten Generation von Liquid-Handling-Plattformen im Life Sciences Business für 2014 erwartet
- Verstärkung des Managements durch Führungskräfte mit umfassenden branchenspezifischen Erfahrungen
- Unveränderte Dividende von CHF 1.50 pro Aktie vorgeschlagen

Ausblick

- **2014: Prognose eines Wachstums in Lokalwährungen mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie erneute Steigerung der Betriebsrendite um rund 50 Basispunkte**
- **Mittelfristige Ziele für 2015: Umsatz von rund CHF 475 Mio. bei derzeitigen Wechselkursen sowie gesteigerte Betriebsrendite; angepasst an negativen Währungseffekt (geschätzt CHF 15 Mio.) und an Finanzresultate 2013**

Männedorf, Schweiz, 11. März 2014 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) erzielte im Geschäftsjahr 2013 einen höheren Gewinn und wesentliche Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Prioritäten. Der Umsatz erreichte CHF 388.3 Mio. In Lokalwährungen lag er damit um 0.1% über dem Vorjahreswert und in Schweizer Franken um 0.7% darunter (2012: CHF 391.1 Mio.). Dabei entwickelten sich die beiden Geschäftssegmente sehr unterschiedlich. Während der Umsatz im Partnering Business um 5.8% in Lokalwährungen gesteigert wurde, lag er im Life Sciences Business um 3.7% unter dem Vorjahreswert, dies wegen rückläufiger Instrumentenumsätze in den etablierten Märkten.

Im zweiten Halbjahr steigerte die Tecan Group den Umsatz in Lokalwährungen um 0.8%, nachdem er in der ersten Jahreshälfte um 0.5% unter dem Wert der Vorjahresperiode gelegen hatte.

Im Geschäftsjahr 2013 erhöhte sich der Auftragseingang in Lokalwährungen um 1.9% auf CHF 386.1 Mio. (2012: 382.3 Mio.). In Schweizer Franken entspricht dies einer Zunahme von 1.0%.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 4.0% auf CHF 54.8 Mio. (2012: CHF 52.7 Mio.). Die Betriebsrendite verbesserte sich um 60 Basispunkte auf 14.1% des Umsatzes (2012: 13.5%). Zur Verbesserung hat beigetragen, dass sich Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wegen der bevorstehenden Markteinführung verschiedener Projekte reduzierten sowie tiefere Kosten auf der Konzernebene anfielen. Die Wechselkursentwicklungen der wichtigsten Währungen gegenüber dem Schweizer Franken haben das operative Ergebnis negativ beeinflusst. Bei im Vergleich zum Jahr 2012 konstanten Wechselkursen erreichten das Betriebsergebnis CHF 56.6 Mio. und die Betriebsrendite 14.5% des Umsatzes. Der Periodengewinn erhöhte sich 2013 um 7.8% auf CHF 45.7 Mio. (2012: CHF 42.4 Mio.). Die Gewinnmarge verbesserte sich um 100 Basispunkte auf 11.8% des Umsatzes (2012: 10.8%). Der Gewinn pro Aktie stieg auf CHF 4.16 (2012: CHF 3.92). Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erhöhte sich auf CHF 27.9 Mio. (2012: CHF 2.4 Mio.). Ohne Berücksichtigung eines OEM-Entwicklungsprojekts, das Tecan vorfinanziert, erreichte der Geldzufluss aus der Geschäftstätigkeit CHF 64.6 Mio. (2012: CHF 45.0 Mio.).

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „2013 haben wir unsere zu Jahresbeginn definierten finanziellen Ziele nur teilweise erreicht. Die Umsätze blieben, wie bereits bekannt gegeben, insgesamt hinter unseren ursprünglichen Erwartungen zurück. Bei genauerer Betrachtung hatte dies allerdings eine einzige, klar umrissene Ursache, nämlich die niedrigeren Instrumentenverkäufe in unserem Life Sciences Business in den etablierten Märkten Nordamerikas und Europas sowie in Japan. In unserem Partnering Business haben wir dagegen ein gutes Wachstum erreicht. Zudem verzeichneten wir in beiden Geschäftssegmenten in China und im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum. Erfreulich entwickelte sich auch

unsere Profitabilität. Hier haben wir unser Jahresziel erreicht und die Betriebsrendite sowie den Gewinn gesteigert.

Wir haben im Berichtsjahr den Fokus auf unsere strategischen Prioritäten gelegt und gute Fortschritte in unseren Entwicklungsprogrammen erzielt. Diese Programme sind entscheidende Treiber für unser mittelfristiges Wachstum. So werden wir durch die Lieferung neuer Produkte im Partnering Business stufenweise zusätzliche Umsätze generieren, die auf der bereits vorhandenen Basis aufbauen. Auch im Life Sciences Business werden bedeutende Produktlancierungen im Jahr 2014 zum Wachstum beitragen. Insgesamt rechnen wir mit einer Umsatzbeschleunigung sowie mit einer weiteren Steigerung der Betriebsrendite. Die Wachstumstreiber für unsere mittelfristigen Ziele sind intakt. Somit erwarten wir einen noch grösseren Wachstumsschritt im Jahr 2015⁴, so Martyr weiter.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business erreichte im Geschäftsjahr 2013 223.7 Mio. (2012: 235.2 Mio.). Der Anteil des Endkundengeschäfts am Gruppenumsatz belief sich auf 57.6% (2012: 60.1%). In Lokalwährungen lag der Segmentumsatz um 3.7% unter dem Vorjahreswert, in Schweizer Franken um 4.9%. Der Rückgang erfolgte hauptsächlich, weil in den etablierten Märkten Nordamerikas und Europas, die vom Sparkurs und von Budgetkürzungen betroffen waren, weniger Instrumente verkauft wurden. Die Umsätze in China und mit Verbrauchsmaterialien verzeichneten hingegen ein hohes Wachstum. Der Auftragseingang blieb im Berichtsjahr ebenfalls hinter dem Vorjahreswert zurück, übertraf jedoch die Höhe des Umsatzes. In der zweiten Jahreshälfte stieg der Umsatz nicht so stark wie erwartet an; er lag in Lokalwährungen um 3.8% unter der Vorjahresperiode. In Nordamerika erreichte Tecan jedoch im zweiten Halbjahr höhere Umsätze als in der Vorjahresperiode, und in Europa verbesserte sich die Umsatzentwicklung ebenfalls leicht. Auch der Auftragseingang im Life Sciences Business lag in der zweiten Jahreshälfte über dem Wert der Vorjahresperiode.

Das Betriebsergebnis des Segments erreichte im Berichtsjahr CHF 18.4 Mio. (2012: CHF 29.3 Mio.). Die Betriebsrendite verringerte sich auf 7.8% des Umsatzes (2012: 11.7%). Hauptgrund für diese Entwicklung waren die niedrigeren Instrumentenumsätze und der damit einhergehende negative Volumeneffekt.

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF 164.6 Mio. (2012: CHF 156.0 Mio.). In Schweizer Franken entspricht dies einem Anstieg um 5.5% und in

Lokalwährungen um 5.8%. Der Anteil des Partnering Business am Gruppenumsatz belief sich auf insgesamt 42.4% (2012: 39.9%).

Im Geschäft mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien sowie in China wurden hohe Wachstumsraten erzielt. Auch das Geschäft mit Komponenten entwickelte sich weiterhin gut. Die Umsätze mit Instrumenten waren nur leicht rückläufig, da das Wachstum mit neuen wie auch etablierten Produktlinien den Wegfall von Produkten mit Umsätzen in Höhe von rund CHF 15 Mio. im Vergleich zum Vorjahr annähernd ausgleichen konnte. Den grössten Einfluss hatte hierbei ein Partner, der nach einer Unternehmensakquisition das kombinierte Produktportfolio neu ausrichtete. Der Auftragseingang im Partnering Business wuchs ebenfalls erfreulich.

In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich das Umsatzwachstum weiter; es lag um 7.8% bzw. in Lokalwährungen um 8.9% über dem Wert der Vorjahresperiode. Diese Dynamik widerspiegelt die Markteinführung des Dako Omnis (P16) durch den Partner Dako im September.

Das Betriebsergebnis im Segment Partnering Business steigerte sich im Geschäftsjahr 2013 um 38.8% auf CHF 42.7 Mio. (2012: CHF 30.8 Mio.). Die Betriebsrendite stieg durch eine höhere Bruttomarge auf 25.5% des Umsatzes (2012: 19.2%).

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa erhöhte sich der Umsatz in Lokalwährungen um 0.8% gegenüber dem Vorjahr; in Schweizer Franken entspricht dies einem Anstieg um 1.8%. Die Umsätze im Life Sciences Business lagen wegen der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Situation in einigen europäischen Ländern unter dem Vorjahreswert. Im Partnering Business wurde hingegen ein gutes Wachstum verzeichnet. In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich das Wachstum im Partnering Business, getrieben durch Instrumentenlieferungen an Dako, weiter. Auch die Umsatzentwicklung im Life Sciences Business verbesserte sich leicht. In der zweiten Jahreshälfte wuchs der Umsatz in Europa um 6.1% bzw. in Lokalwährungen um 5.1% gegenüber der Vorjahresperiode.

In Nordamerika nahm der Umsatz von Tecan 2013 in Lokalwährungen um 0.8% zu. In Schweizer Franken lag er um 0.2% unter dem Vorjahreswert. Im Komponentengeschäft, einem Teil des Partnering Business, wurde ein Umsatzplus verzeichnet. Der Umsatz im Life Sciences Business blieb auch in Nordamerika hinter dem Vorjahreswert zurück, weil staatliche Budgetkürzungen und der Behörden-Shutdown im Oktober den Markt negativ beeinflussten. Im zweiten Halbjahr stieg der Umsatz von Tecan um 0.7% in Lokalwährungen und lag in Schweizer Franken um 1.7% unter dem Wert der Vorjahresperiode. Das Segment Life Sciences Business verzeichnete dabei im selben Zeitraum ein Wachstum in Lokalwährungen.

In China legten die Umsätze in beiden Geschäftssegmenten erneut mit einer deutlich zweistelligen Rate auf über CHF 25 Mio. zu und die Umsatzentwicklung beschleunigte sich in der zweiten Jahreshälfte weiter. In Asien erzielte Tecan insgesamt ein Umsatzplus von 0.5% in Lokalwährungen. In Schweizer Franken lag der Umsatz um 6.1% unter dem Vorjahreswert. Die Wechselkursentwicklung des Yens gegenüber dem Schweizer Franken beeinflusste die Umsätze in Japan dabei stark negativ. Im Partnering Business stiegen die Umsätze in Asien an, wohingegen im Life Sciences Business Umsatzrückgänge in Japan und der asiatisch-pazifischen Region verzeichnet wurden.

Wiederkehrende Umsätze mit Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen

Die wiederkehrenden Umsätze mit Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen stiegen im Berichtsjahr um 10.6% und in Lokalwährungen um 11.3% stark an. Der Anteil am Gesamtumsatz stieg mit 34.1% auf einen Höchststand in der Firmengeschichte (2012: 30.6%). Dabei wuchs der Umsatz mit Verbrauchsmaterialien erneut mit einer deutlich zweistelligen Rate; er erhöhte sich um 25.7% und in Lokalwährungen um 26.3% auf einen Anteil von 11.5% am Gesamtumsatz (2012: 9.1%). In der zweiten Jahreshälfte lag die Wachstumsrate bei rund 37%.

Forschung und Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2013 betrug die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 11.7% des Umsatzes (2012: 13.1%) oder CHF 45.3 Mio. (2012: CHF 51.4 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beliefen sich auf brutto CHF 104.1 Mio. (2012: CHF 114.6 Mio.), wovon Entwicklungsleistungen für OEM-Partner einen Anteil von CHF 51.2 Mio. ausmachten. Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die in der Bilanz aktivierten Entwicklungskosten von brutto CHF 10.2 Mio. Dies ist eine Erhöhung von CHF 6.2 Mio. gegenüber dem Vorjahr, da Entwicklungsprojekte weiter fortgeschritten sind und vor der Markteinführung stehen.

Im Berichtsjahr verzeichnete Tecan gute Fortschritte bei drei grossen, strategisch bedeutenden Entwicklungsprogrammen:

Die Entwicklung des Dako Omnis (P16), einer neuen Plattform für automatisiertes „Advanced Staining“ im Bereich der gewebebasierten Krebsdiagnostik, konnte im Berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen werden. Das Instrument wurde vom Partner Dako bereits im September 2013 im Markt eingeführt.

Der ORTHO Vision™ (P14) ist die neue Generation eines Diagnostikinstrumentes, mit dessen Hilfe sich die Blutgruppe und andere wichtige Blutparameter bestimmen lassen. Im Oktober 2013 wurde eine grössere Stückzahl an Instrumenten für die Validierung an den Partner Ortho Clinical

Diagnostics geliefert. Der ORTHO Vision™ soll im Jahr 2014 durch den Partner in verschiedenen Ländermärkten lanciert werden.

Die Markteinführung der nächsten Generation von Liquid-Handling-Plattformen im Life Sciences Business von Tecan wird unverändert im Jahr 2014 erwartet.

Gesunde Bilanz – unveränderte Dividende

Die Eigenkapitalquote von Tecan erhöhte sich in der Berichtsperiode erneut und lag zum 31. Dezember 2013 bei 72.0% (31.12.2012: 69.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erhöhte sich auf CHF 143.4 Mio. (31.12.2012: CHF 141.3 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2013 CHF 1'144'458, eingeteilt in 11'444'576 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 14. April 2014 eine unveränderte Dividende von CHF 1.50 je Aktie vorschlagen.

Verstärkung des Managements

Im Berichtsjahr wurde die Konzernleitung durch drei neue Mitglieder mit umfassenden, branchenspezifischen Erfahrungen in der Life-Science-Industrie verstärkt.

Im Juni 2013 übernahm Dr. Klaus Lun die Leitung der Abteilung Corporate Development. Zuletzt arbeitete er als Vice President Global Product Marketing bei Molecular Devices Inc., einem Unternehmen der Danaher-Gruppe. Zuvor war Klaus Lun von 2007 bis 2011 als Director Business Development verantwortlich für Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und Lizenzierungen bei Leica Microsystems, ebenfalls einem Teil der Danaher-Gruppe.

Im Juli 2013 begann Dr. Stefan Traeger als neuer Leiter der Division Life Sciences Business. Zuvor war er Geschäftsführer der Leica Microsystems CMS GmbH und als Vice President & General Manager bei Leica Microsystems für die globale Life-Science-Division verantwortlich.

Im Oktober 2013 übernahm Dr. Achim von Leoprechting die Leitung der Division Partnering Business. Zuvor war er in unterschiedlichen Bereichen und Positionen mit zunehmender Management-Verantwortung bei PerkinElmer Inc. tätig, zuletzt als Vice President und General Manager Europe, Middle East, Africa and India.

Ausblick

Geschäftsjahr 2014

Für das Geschäftsjahr 2014 erwartet Tecan eine Umsatzbeschleunigung. Das Unternehmen geht hierbei von einem anhaltenden Wachstum im Partnering Business und einer verbesserten Performance im Life Science Business aus.

Insgesamt rechnet Tecan für das Geschäftsjahr 2014 mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie mit einer erneuten Steigerung der Betriebsrendite um rund 50 Basispunkte gegenüber 2013.

Die Erwartung für die Betriebsrendite basiert auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2014 von CHF 1.21 pro Euro und CHF 0.92 pro US-Dollar.

Mittelfristige Ziele für 2015

Als mittelfristiges Ziel strebt Tecan für das Jahr 2015 einen Umsatz von rund CHF 475 Mio. bei derzeitigen Wechselkursen und eine gesteigerte Betriebsrendite an. Das Ziel, das Tecan im März 2013 erstmals kommunizierte, wurde an die aktuellen Wechselkurse angepasst und spiegelt auch die Finanzresultate des Jahres 2013 wider. Der negative Währungseffekt wird auf CHF 15 Mio. geschätzt.

Im Partnering Business verfügt Tecan mit zwei bedeutenden OEM-Programmen über signifikante Wachstumstreiber. So trägt der Dako Omnis bereits zum Umsatzwachstum bei und auch der ORTHO Vision™ soll 2014 durch den Partner in den ersten Ländermärkten lanciert werden. Weitere Partnerprojekte sind bereits in der Entwicklung und Tecan bespricht verschiedene zusätzliche Projekte mit potenziellen Partnern. Durch diese Projekte kann eine Umsatzzunahme erzielt werden, die oberhalb des Marktwachstums liegt.

Im Life Sciences Business werden wichtige Produktlancierungen im Jahr 2014 zum Wachstum beitragen.

Tecan erwartet zudem in beiden Geschäftssegmenten ein fortgesetztes hohes Wachstum in China und im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Finanzbericht 2013 kann auf der Internetseite des Unternehmens 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 2013 werden heute um 9:30 Uhr (MEZ) in einer Medien- und Analystenkonferenz 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 91 610 5600 oder +44 203 059 5862 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 866 291 4166

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

Nächste Termine

- Der vollständige Geschäftsbericht 2013 wird am 25. März 2014 veröffentlicht.
- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 14. April 2014 in Zürich statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2014 wird am 13. August 2014 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. Im Jahr 2013 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 388 Mio. (USD 419 Mio.; EUR 316 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191)..

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Dr. Rudolf Eugster
Chief Financial Officer

investor@tecan.com
www.tecan.com

Martin Brändle
Head of Corporate 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 2013
 (Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2013	2012 ¹	Δ in %
Umsatz	388'292	391'108	-0.7%
Herstellkosten der verkauften Produkte	(198'694)	(192'672)	3.1%
Bruttogewinn	189'598	198'436	-4.5%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>48.8%</i>	<i>50.7%</i>	
Verkauf und Marketing	(56'372)	(59'802)	-5.7%
Forschung und Entwicklung	(45'323)	(51'374)	-11.8%
Administration und Verwaltung	(34'958)	(35'534)	-1.6%
Sonstiger Betriebsertrag	1'855	983	88.7%
Betriebsergebnis	54'800	52'709	4.0%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>14.1%</i>	<i>13.5%</i>	
Finanzergebnis	693	29	2289.7%
Gewinn vor Steuern	55'493	52'738	5.2%
Ertragssteuern	(9'822)	(10'373)	-5.3%
Periodengewinn	45'671	42'365	7.8%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>11.8%</i>	<i>10.8%</i>	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	4.16	3.92	6.1%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	4.11	3.86	6.5%

¹Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

Auftragseingang

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2013	2012	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Auftragseingang	386'065	382'329	1.0%	1.9%

Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

Umsatz Dritte

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2013	2012	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Life Sciences Business	223'706	235'152	-4.9%	-3.7%
Partnering Business	164'586	155'956	5.5%	5.8%
Total Umsatz	388'292	391'108	-0.7%	0.1%

Segmentinformation 2013

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	223'706	164'586		388'292
Umsatz Intersegment	12'776	3'318	(16'094)	-
Total Umsatz	236'482	167'904	(16'094)	388'292
Betriebsergebnis	18'375	42'740	(6'315)	54'800
<i>In % des Umsatzes</i>	7.8%	25.5%		14.1%

Segmentinformation 2012

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	235'152	155'956	-	391'108
Umsatz Intersegment	15'356	4'339	(19'695)	-
Total Umsatz	250'508	160'295	(19'695)	391'108
Betriebsergebnis¹	29'268	30'784	(7'343)	52'709
<i>In % des Umsatzes</i>	11.7%	19.2%		13.5%

¹Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2013	2012	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	11'792	10'648	10.7%	10.7%
Sonstiges Europa	155'103	153'361	1.1%	0.1%
Nordamerika	159'122	159'379	-0.2%	0.8%
Asien	50'969	54'255	-6.1%	0.5%
Übrige	11'306	13'465	-16.0%	-17.3%
Total Umsatz	388'292	391'108	-0.7%	0.1%

Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	31.12.2013	31.12.2012 ¹	Δ in %
Aktiven			
Umlaufvermögen	387'571	351'968	10.1%
Anlagevermögen	79'078	70'827	11.6%
Aktiven	466'649	422'795	10.4%
Passiven			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	105'312	103'696	1.6%
Langfristige Verbindlichkeiten	25'135	25'486	-1.4%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>130'447</i>	<i>129'182</i>	<i>1.0%</i>
Eigenkapital	336'202	293'613	14.5%
Passiven	466'649	422'795	10.4%

¹Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2013	2012	Δ in %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	27'909	2'405	1060.5%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(19'728)	(13'345)	47.8%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(2'226)	(9'189)	-75.8%
Umrechnungsdifferenzen	(98)	(440)	-77.7%
Zunahme/(Abnahme) flüssiger und geldnaher Mittel	5'857	(20'569)	n.a.
Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung			
Am 1. Januar	144'520	165'089	-12.5%
Am 31. Dezember	150'377	144'520	4.1%

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2013	2012 ¹	Δ in %
Eigenkapital am 1. Januar	293'613	269'313	9.0%
Anpassung aufgrund Einführung von IAS 19R	-	(1'603)	n.a.
Periodengewinn	45'671	42'365	7.8%
Sonstige Ergebnisse der Periode	729	(9'287)	n.a.
Dividendenausschüttung	(16'488)	(13'532)	21.8%
Steuern auf Erhöhung des Eigenkapitals	-	(2)	n.a.
Anteilsbasierte Vergütungen	2'359	3'035	-22.3%
Ausgabe eigener Aktien aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen	8'076	3'324	143.0%
Sonstige Verkäufe eigener Aktien	2'242	-	n.a.
Eigenkapital am 31. Dezember	336'202	293'613	14.5%

¹Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung
Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2013
 (Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2013	H2 2012 ¹	Δ in %
Umsatz	206'482	208'883	-1.1%
Herstellkosten der verkauften Produkte	(105'521)	(100'951)	4.5%
Bruttogewinn	100'961	107'932	-6.5%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>48.9%</i>	<i>51.7%</i>	
Verkauf und Marketing	(28'371)	(31'560)	-10.1%
Forschung und Entwicklung	(23'981)	(28'893)	-17.0%
Administration und Verwaltung	(18'458)	(17'973)	2.7%
Sonstiger Betriebsertrag	1'527	811	88.3%
Betriebsergebnis	31'678	30'317	4.5%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>15.3%</i>	<i>14.5%</i>	
Finanzergebnis	3'399	558	509.1%
Gewinn vor Steuern	35'077	30'875	13.6%
Ertragssteuern	(5'886)	(6'174)	-4.7%
Periodengewinn	29'191	24'701	18.2%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>14.1%</i>	<i>11.8%</i>	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.65	2.28	16.2%
--	-------------	-------------	--------------

¹Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

Auftragseingang zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2013	H2 2012	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Auftragseingang	196'886	202'705	-2.9%	-1.0%

Segmentinformation nach Geschäftssegmenten zweites Halbjahr

Umsatz Dritte

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2013	H2 2012	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Life Sciences Business	126'101	134'306	-6.1%	-3.8%
Partnering Business	80'381	74'577	7.8%	8.9%
Total Umsatz	206'482	208'883	-1.1%	0.8%

Segmentinformation 2013

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	126'101	80'381		206'482
Umsatz Intersegment	6'394	1'892	(8'286)	-
Total Umsatz	132'495	82'273	(8'286)	206'482
Betriebsergebnis	17'292	17'723	(3'337)	31'678
<i>In % des Umsatzes</i>	13.1%	21.5%		15.3%

Segmentinformation 2012

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	134'306	74'577		208'883
Umsatz Intersegment	7'723	2'241	(9'964)	-
Total Umsatz	142'029	76'818	(9'964)	208'883
Betriebsergebnis¹	24'512	9'382	(3'577)	30'317
<i>In % des Umsatzes</i>	17.3%	12.2%		14.5%

¹Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden) zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2013	H2 2012	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	7'614	6'305	20.8%	20.7%
Sonstiges Europa	81'120	77'328	4.9%	3.9%
Nordamerika	83'116	84'543	-1.7%	0.7%
Asien	28'193	32'030	-12.0%	-3.4%
Übrige	6'439	8'677	-25.8%	-26.8%
Total Umsatz	206'482	208'883	-1.1%	0.8%