

## **Geschäftsjahr 2011: Tecan mit zweistelligem Umsatzwachstum in Lokalwährungen und solider Profitabilität**

### **Finanzresultate 2011**

- **Umsatz von CHF 377.0 Mio. (2010: CHF 370.5 Mio.); Wachstum von 1.7% oder von 11.5% in Lokalwährungen**
- **Wachstum der Geschäftssegmente in Lokalwährungen: Life Sciences Business 14.0% und Partnering Business 7.8%**
- **Auftragseingang von CHF 383.9 Mio. (2010: CHF 387.0 Mio.); Wachstum von 9.0% in Lokalwährungen**
- **Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 51.3 Mio. (2010: CHF 56.0 Mio.); Betriebsrendite von 13.6% (2010: 15.1%) oder von 15.9% bei konstanten Wechselkursen**
- **Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von CHF 44.9 Mio. (2010: CHF 46.9 Mio.); Gewinnmarge von 11.9 % (2010: 12.7%)**
- **Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen von CHF 4.18 (2010: CHF 4.50); Gewinn pro Aktie von CHF 4.42 (2010: CHF 1.55)**
- **Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 45.1 Mio. (2010: CHF 62.5 Mio.)**

### **Weitere wichtige Informationen**

- **CEO-Nachfolge geregelt; Dr. David Martyr zum neuen CEO ernannt; Eintritt sobald es derzeitige vertragliche Verpflichtungen erlauben, spätestens am 8. Oktober 2012**
- **Management im Berichtsjahr verstärkt und Life-Sciences-Erfahrung im Verwaltungsrat erweitert**
- **Verwaltungsrat: Karen Huebscher bei der kommenden Generalversammlung als neues Mitglied vorgeschlagen; Lukas Braunschweiler stellt sich nicht zur Wiederwahl**
- **Andreas Wilhelm zum Mitglied der Konzernleitung ernannt**
- **Verzögerung und höhere Kosten bei Entwicklungsprojekten mit vorübergehendem negativen Einfluss auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung**
- **Deutliche Erhöhung der Dividende von CHF 1.00 auf CHF 1.25 pro Aktie vorgeschlagen**
- **Ausblick mit nachhaltigem Wachstum und solider Profitabilität**

**Männedorf, Schweiz, 8. März 2012** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) schloss das Geschäftsjahr 2011 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum in Lokalwährungen und einem guten operativen Ergebnis ab. In Lokalwährungen steigerte Tecan den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Wechselkursentwicklungen der wichtigsten Währungen gegenüber dem Schweizer Franken haben dabei relevante Kenngrößen von Tecan massiv negativ beeinflusst. Mit CHF 377.0

Mio. lag der Umsatz um 1.7% über dem Vorjahreswert (2010: CHF 370.5 Mio.). Das Wachstum war breit abgestützt und umfasste beide Geschäftssegmente von Tecan, Life Sciences Business (Endkundengeschäft) und Partnering Business (OEM-Geschäft). Der Auftragseingang in Höhe von CHF 383.9 Mio. lag in Schweizer Franken leicht unter dem Vorjahreswert (2010: CHF 387.0 Mio.). In Lokalwährungen entspricht dies einem Wachstum von 9.0%.

Die Betriebsrendite erreichte 13.6% des Umsatzes (2010: 15.1%). Dies, obwohl Tecan die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung um 2.4 Prozentpunkte gemessen am Umsatz erhöhte und zusätzlich negative Wechselkurseffekte von 2.3 Prozentpunkten verbucht wurden. Bei im Vergleich zum Jahr 2010 konstanten Wechselkursen lag die Betriebsrendite mit 15.9% über dem Vorjahreswert. Tecan erzielte 2011 ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 51.3 Mio. (2010: CHF 56.0 Mio.). Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf CHF 44.9 Mio. (2010: CHF 46.9 Mio.), die Gewinnmarge erreichte 11.9% des Umsatzes (2010: 12.7%). Der Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug CHF 4.18 (2010: CHF 4.50). Durch einen zusätzlichen Gewinn aus einem nicht fortgeführten Geschäftsbereich erhöhte sich der Periodengewinn auf CHF 47.6 Mio. (2010: CHF 16.2 Mio.) und der Gewinn pro Aktie auf CHF 4.42 (2010: CHF 1.55). Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit ging wegen der Vorfinanzierung eines bedeutenden OEM-Entwicklungsprojekts gegenüber dem Vorjahr zurück und erreichte CHF 45.1 Mio. (2010: CHF 62.5 Mio.).

Gérard Vaillant, amtierender CEO von Tecan, kommentiert: „Wir freuen uns über das hohe und breit abgestützte Wachstum, das unser Unternehmen 2011 in Lokalwährungen erzielt hat. Wir haben 2011 die strategischen Schwerpunkte für die zukünftigen Aktivitäten im Life Sciences Business herausgearbeitet mit dem Ziel, eine über dem Marktwachstum liegende Umsatzentwicklung auch in den nächsten Jahren zu ermöglichen. Auch im Partnering Business konnten wir trotz hoher Vergleichsbasis den Umsatz weiter steigern. Wir haben zudem zwei neue Entwicklungs- und Liefervereinbarungen abgeschlossen. Unsere Profitabilität war im Berichtsjahr weiterhin solide, trotz höherer Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie zum Teil massiven negativen Wechselkurseffekten.“

„Wir haben im Berichtsjahr wichtige Weichen für die zukünftige Geschäftsentwicklung gestellt. Sie bilden die Basis für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung. Doch wir stehen auch einigen operativen Herausforderungen gegenüber, denen wir energisch begegnen. Innovation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für nachhaltig profitables Wachstum. Bei zwei grossen Projekten sind wir mit der Entwicklung jedoch im Rückstand und liegen erheblich über den ursprünglich veranlagten Kosten. Wir rechnen deshalb auch für die nächsten Jahre mit einem erhöhten Investitionsniveau in Forschung und Entwicklung und einem vorübergehenden negativen Einfluss

auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung. Mit der neuen Führung und den eingeleiteten Massnahmen sind wir überzeugt, die Projekte erfolgreich abzuschliessen und zukünftig in erheblichem Masse vom Markterfolg dieser Produkte zu profitieren. Damit ist Tecan weiterhin auf gutem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Aufgrund der nachhaltig positiven Aussichten beantragt der Verwaltungsrat, die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2011 deutlich zu erhöhen.“, so Vaillant weiter.

### **Regionale Entwicklung und ergänzende Informationen**

In Europa nahm der Umsatz in Schweizer Franken um 1.4% zu. Die Wechselkursentwicklung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken beeinflusste den Umsatz weiter negativ. Im Berichtszeitraum verlor der Durchschnittskurs des Euro gegenüber dem Schweizer Franken um 10.9% an Wert. In Lokalwährungen erhöhte Tecan den Umsatz in Europa um 7.4% gegenüber dem Vorjahr. Die Zunahme ist auf ein deutlich verbessertes Life Sciences Business (Endkundengeschäft) sowie eine solide Nachfrage im Partnering Business (OEM-Geschäft) zurückzuführen.

In Nordamerika erzielte Tecan ein Umsatzwachstum von 4.3% in Schweizer Franken. Diese Kenngrösse war von der Wechselkursentwicklung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken ebenfalls negativ beeinflusst. Im Vergleich zum Vorjahr verlor der Durchschnittskurs des US-Dollars im Jahr 2011 gegenüber dem Schweizer Franken um 14.4% an Wert. In Lokalwährungen erhöhte sich der Umsatz in Nordamerika um 19.6%. Das hohe Wachstum in Nordamerika war von Life Sciences Business (Endkundengeschäft) und von Partnering Business (OEM-Geschäft) ungefähr zu gleichen Teilen getragen.

In Asien lag der Umsatz in Schweizer Franken um 2.7% und in Lokalwährungen um 12.4% über dem Vorjahreswert. Dabei erzielte Tecan in China eine deutlich zweistellige Wachstumsrate; in Japan stieg der Umsatz leicht an.

Tecan steigerte die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien in Lokalwährungen um 10.6%. Deren Anteil am Gesamtumsatz von Tecan betrug 30.0% (2010: 30.6%). Dabei wuchs der Umsatz der Verbrauchsmaterialien in Lokalwährungen um 17.0% auf einen Anteil von 8.0% vom Gesamtumsatz (2010: 7.6%).

Tecan erhöhte die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 2011 von 10.1% auf 12.5% des Umsatzes bzw. auf CHF 47.0 Mio. (2010: CHF 37.4 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beliefen sich auf brutto CHF 90.6 Mio. (2010: CHF 53.9 Mio.). Diese beinhalten auch die in der Bilanz aktivierten Entwicklungskosten (brutto CHF 3.3 Mio.) sowie Entwicklungsleistungen für OEM-Partner (CHF 42.3 Mio.). Tecan investiert, wie bereits bekannt gegeben, über einen begrenzten Zeitraum auf erhöhtem Niveau in Forschung und Entwicklung.

Tecan rechnet nun auch für die Jahre 2013 und 2014 mit einem erhöhten Investitionsniveau von rund 12% (bisher rund 10%), da die Entwicklung der nächsten Generation der Liquid-Handling-Plattform-Familie mehr Zeit und Investitionen beansprucht als ursprünglich geplant.

### **Informationen nach Geschäftssegmenten**

Seit 1. Januar 2011 arbeitet Tecan in einer neuen Organisationsstruktur. Sie ist auf die beiden Kundengruppen Endkunden und OEM-Kunden ausgerichtet und gliedert sich in die Geschäftssegmente Life Sciences Business (Endkundengeschäft) und Partnering Business (OEM-Geschäft). Die Vergleichszahlen des Geschäftsjahres 2010 wurden entsprechend angepasst.

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

Der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business erhöhte sich im Berichtsjahr um 0.8% auf CHF 232.2 Mio. (2010: CHF 230.4 Mio.). In Lokalwährungen erreichte Life Sciences Business ein hohes Wachstum von 14.0%. Der Anteil von Life Sciences Business am Gruppenumsatz lag bei 61.6% (2010: 62.2%). Diese substantielle Umsatzerhöhung wurde hauptsächlich mit Liquid-Handling-Plattformen für Kunden aus den Bereichen Biopharma in Europa, Nordamerika und China erzielt. Der Auftragseingang von Life Sciences Business erhöhte sich in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Auftragseingang schwächte sich jedoch in der zweiten Jahreshälfte ab und lag auf dem Niveau der Vorjahresperiode.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit CHF 23.8 Mio. unter dem Vorjahreswert (2010: CHF 26.3 Mio.), was einer Betriebsrendite von 9.6% des Umsatzes entspricht (2010: 10.9%). Bei im Vergleich zum Jahr 2010 konstanten Wechselkursen steigerte Life Sciences Business die Betriebsrendite auf 13.5% des Umsatzes. Die verstärkten und dadurch stark erhöhten Investitionen in Forschung und Entwicklung fielen überwiegend im Geschäftssegment Life Sciences Business an und beeinflussten die Betriebsrendite mit 4.8 Prozentpunkten zusätzlich negativ.

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

Das Geschäftssegment Partnering Business generierte in der Berichtsperiode einen Umsatz von CHF 144.7 Mio. (2010: CHF 140.2 Mio.). In Schweizer Franken stieg der Umsatz trotz der hohen Vergleichsbasis zur Vorjahresperiode um 3.3% und in Lokalwährungen um 7.8% an. Der Anteil von Partnering Business am Gruppenumsatz belief sich auf insgesamt 38.4% (2010: 37.8%). Durch die installierte Basis an Instrumenten, die in den letzten Jahren deutlich erhöht wurde, entwickelte sich der Umsatz mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien besonders positiv. Beim Umsatz mit OEM-Instrumenten konnte Partnering Business den hohen Wert des Vorjahres sogar leicht übertreffen. Der Umsatz mit Komponenten lag in Schweizer Franken unter dem Vorjahreswert, in

Lokalwährungen erhöhte er sich. Partnering Business verzeichnete in Lokalwährungen eine zweistellige Zunahme des Auftragseingangs.

Das Segment Partnering Business erzielte 2011 eine Betriebsrendite von 23.7% des Umsatzes (2010: 25.3%). Ein grösserer Anteil der Umsätze im Partnering Business unterliegt keinen unmittelbaren Wechselkurseffekten. Somit erreichte die Betriebsrendite bei im Vergleich zum Jahr 2010 konstanten Wechselkursen ein ähnlich hohes Niveau. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich auf CHF 35.6 Mio. (2010: CHF 36.8 Mio.).

### **Gesunde Bilanz – hohe Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote von Tecan erhöhte sich in der Berichtsperiode und lag zum 31. Dezember 2011 bei 69.1% (31.12.2010: 67.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erhöhte sich trotz gestiegener Investitionen auf CHF 163.0 Mio. (31.12.2010: CHF 135.4 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2011 CHF 1'144'458, eingeteilt in 11'444'576 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

### **Gewinnausschüttung deutlich erhöht**

Auf Basis der sehr gesunden Bilanz und der nachhaltig guten Geschäftsaussichten will Tecan die Gewinnausschüttung an die Aktionäre deutlich erhöhen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 18. April 2012 daher eine Erhöhung der Dividende um 25% von CHF 1.00 auf CHF 1.25 je Aktie vorschlagen. Die Dividende wird erneut als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

Ausserdem wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl von Karen Huebscher als neues Mitglied vorschlagen. Zur Wiederwahl für eine weitere einjährige Amtszeit schlägt der Verwaltungsrat Rolf A. Classon, Heinrich Fischer, Dominique F. Baly, Dr. Oliver S. Fetzer, Gérard Vaillant und Erik Walldén vor.

Dr. Lukas Braunschweiler stellt sich an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl, um sich auf seine Rolle als CEO der Sonova Holding AG zu konzentrieren.

### **Neues Mitglied der Konzernleitung ernannt**

Der Verwaltungsrat der Tecan Group hat Andreas Wilhelm zum General Counsel sowie zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Andreas Wilhelm leitet seit 2004 die Rechtsabteilung von Tecan und fungiert als Sekretär des Verwaltungsrates der Tecan Group AG.

## Ausblick

Im Life Sciences Business hat Tecan im Jahr 2011 ein signifikantes Wachstum erzielt. Aufgrund der hohen Vergleichsbasis erwartet Tecan für das Segment Life Sciences Business im Jahr 2012 ein moderates Wachstum in Lokalwährungen.

Im Partnering Business geht Tecan aufgrund der in den letzten zwei Jahren abgeschlossenen OEM-Vereinbarungen davon aus, im Jahr 2012 mit der Auslieferung verschiedener zusätzlicher Analysesysteme beginnen zu können. Auch aus den bereits laufenden OEM-Partnerschaften erwartet Tecan einen Beitrag zum guten Wachstum des Segmentumsatzes.

Ausgehend von einer deutlich höheren Umsatzbasis des Jahres 2011 erwartet Tecan für 2012 ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Aufgrund der Projektverzögerung und der anfallenden Mehrkosten rechnet Tecan für 2012 mit einem erhöhten Anteil der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von rund 13.5% des Umsatzes. Für das Gesamtjahr 2012 erwartet Tecan daher eine Betriebsrendite von 12.2% bis 13.2% des Umsatzes. Diese Erwartung basiert auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2012 von CHF 1.20 pro Euro und CHF 0.90 pro US-Dollar.

## Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Finanzbericht 2011 kann auf der Internetseite des Unternehmens [www.tecan.com](http://www.tecan.com) in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2011 werden heute um 10:00 Uhr (MEZ) in einer Medien- und Finanzanalystenkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation 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 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

- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 18. April 2012 in Zürich statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2012 wird am Donnerstag, 16. August 2012 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. Im Jahr 2011 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 377 Mio. (USD 424 Mio.; EUR 306 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

### 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  
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 2011**  
(Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2011	2010	Δin %	Δin % (LW)
<b>Fortgeführte Geschäftsbereiche</b>				
<b>Umsatz</b>	<b>376'970</b>	<b>370'548</b>	<b>1.7%</b>	<b>11.5%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(185'242)	(184'396)	0.5%	
<b>Bruttogewinn</b>	<b>191'728</b>	<b>186'152</b>	<b>3.0%</b>	
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>50.9%</i>	<i>50.2%</i>		
Verkauf und Marketing	(57'832)	(58'209)	-0.6%	
Forschung und Entwicklung	(47'004)	(37'372)	25.8%	
Aministration und Verwaltung	(36'627)	(35'680)	2.7%	
Sonstiger Betriebsertrag	1'006	1'080	-6.9%	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>51'271</b>	<b>55'971</b>	<b>-8.4%</b>	
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>13.6%</i>	<i>15.1%</i>		
Finanzergebnis	2'289	2'100	9.0%	
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>53'560</b>	<b>58'071</b>	<b>-7.8%</b>	
Ertragssteuern	(8'645)	(11'137)	-22.4%	
<b>Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen</b>	<b>44'915</b>	<b>46'934</b>	<b>-4.3%</b>	
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>11.9%</i>	<i>12.7%</i>		
<b>Nicht fortgeführter Geschäftsbereich</b>				
Gewinn/(Verlust) aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich <sup>1</sup>	2'644	(30'730)	n.a.	
<b>Periodengewinn</b>	<b>47'559</b>	<b>16'204</b>	<b>193.5%</b>	

**Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	4.18	4.50	-7.1%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	4.12	4.43	-7.0%

**Gewinn pro Aktie inklusive nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	4.42	1.55	185.2%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	4.36	1.48	194.6%

<sup>1</sup>Nach Ertragssteuern

**Auftragseingang fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2011	2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>383'897</b>	<b>387'008</b>	<b>-0.8%</b>	<b>9.0%</b>

**Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten fortgeführte Geschäftsbereiche**
**Umsatz Dritte fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2011	2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Life Sciences Business	232'240	230'380	0.8%	14.0%
Partnering Business	144'730	140'168	3.3%	7.8%
<b>Total Umsatz</b>	<b>376'970</b>	<b>370'548</b>	<b>1.7%</b>	<b>11.5%</b>

**Segmentinformation 2011 fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	232'240	144'730	-	<b>376'970</b>
Umsatz Intersegment	15'887	5'654	(21'541)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>248'127</b>	<b>150'384</b>	<b>(21'541)</b>	<b>376'970</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23'840</b>	<b>35'646</b>	<b>(8'215)</b>	<b>51'271</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	9.6%	23.7%		13.6%

**Segmentinformation 2010 fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	230'380	140'168	-	<b>370'548</b>
Umsatz Intersegment	12'103	5'289	(17'392)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>242'483</b>	<b>145'457</b>	<b>(17'392)</b>	<b>370'548</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>26'317</b>	<b>36'768</b>	<b>(7'114)</b>	<b>55'971</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	10.9%	25.3%		15.1%

**Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden) fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2011	2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Schweiz	11'763	7'793	50.9%	51.5%
Sonstiges Europa	166'201	167'791	-0.9%	5.2%
Nordamerika	144'349	138'371	4.3%	19.6%
Asien	43'579	42'440	2.7%	12.4%
Übrige	11'078	14'153	-21.7%	-13.1%
<b>Total Umsatz</b>	<b>376'970</b>	<b>370'548</b>	<b>1.7%</b>	<b>11.5%</b>

### Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	31.12.2011	31.12.2010	Δin %
<b>Aktiven</b>			
Umlaufvermögen	322'980	274'760	17.5%
Anlagevermögen	66'961	63'741	5.1%
<b>Aktiven</b>	<b>389'941</b>	<b>338'501</b>	<b>15.2%</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	107'263	98'669	8.7%
Langfristige Verbindlichkeiten	13'365	11'792	13.3%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>120'628</i>	<i>110'461</i>	<i>9.2%</i>
Eigenkapital	269'313	228'040	18.1%
<b>Passiven</b>	<b>389'941</b>	<b>338'501</b>	<b>15.2%</b>

### Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2011	2010	Δin %
<b>Eigenkapital am 1. Januar</b>	<b>228'040</b>	<b>202'933</b>	<b>12.4%</b>
Periodengewinn	47'559	16'204	193.5%
Umrechnungsdifferenzen	(568)	(7'821)	-92.7%
Dividendenausschüttung	(10'771)	(10'412)	3.4%
Mitarbeiteroptionen	281	1'246	-77.4%
Ausgabe eigener Aktien aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen	1'154	-	n.a.
Anteilsbasierte Vergütungen	3'618	4'549	-20.5%
Kauf und Verkauf eigener Aktien (netto)	-	21'341	n.a.
<b>Eigenkapital am 31. Dezember</b>	<b>269'313</b>	<b>228'040</b>	<b>18.1%</b>

### Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2011	2010	Δin %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	45'116	62'520	-27.8%
Geldzu/(ab)fluss aus Investitionstätigkeit	12'446	(4'463)	n.a.
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(8'878)	(28'025)	-68.3%
Umrechnungsdifferenzen	(474)	(4'587)	-89.7%
<b>Zunahme flüssiger Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen</b>	<b>48'210</b>	<b>25'445</b>	<b>89.5%</b>
<b>Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen für die Zwecke der Geldflussrechnung:</b>			
Am 1. Januar	116'879	91'434	27.8%
Am 31. Dezember	165'089	116'879	41.2%

**Nicht fortgeführter Geschäftsbereich**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2011	2010
Umsatz	-	14'465
Kosten	-	(16'919)
<b>Betriebsergebnis</b>	-	<b>(2'454)</b>
Finanzresultat	-	(176)
<b>Verlust vor Steuern</b>	-	<b>(2'630)</b>
Ertragssteuern	-	(778)
<b>Ergebnis aus Betriebstätigkeit</b>	-	<b>(3'408)</b>
Bewertung zum Verkehrswert abzüglich Verkaufskosten	-	(27'124)
Verlust aus Verkauf des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs	-	(2'014)
Gewinn aus der Abwicklung von aufgeschobenen und bedingten Zahlungen	2'644	-
Zugehörige Ertragssteuern	-	1'816
<b>Gewinn/(Verlust) aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>2'644</b>	<b>(30'730)</b>

**Gewinn pro Aktie aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	0.24	-2.95
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	0.24	-2.95

**Geldzu/(ab)fluss aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit, netto	-	3'900
Geldzu/(ab)fluss aus Investitionstätigkeit, netto	5'480	(696)
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit, netto	-	(6'262)
<b>Geldzu/(ab)fluss aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich, netto</b>	<b>5'480</b>	<b>(3'058)</b>

**Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung**  
**Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2011**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2011	H2 2010	Δin %
<b>Fortgeführte Geschäftsbereiche</b>			
<b>Umsatz</b>	<b>195'110</b>	<b>192'521</b>	<b>1.3%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(94'165)	(95'216)	-1.1%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>100'945</b>	<b>97'305</b>	<b>3.7%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>51.7%</i>	<i>50.5%</i>	
Verkauf und Marketing	(29'564)	(28'368)	4.2%
Forschung und Entwicklung	(23'761)	(19'118)	24.3%
Aministration und Verwaltung	(18'173)	(17'742)	2.4%
Sonstiger Betriebsertrag	997	796	25.3%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>30'444</b>	<b>32'873</b>	<b>-7.4%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>15.6%</i>	<i>17.1%</i>	
Finanzergebnis	(3'889)	6'071	n.a.
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>26'555</b>	<b>38'944</b>	<b>-31.8%</b>
Ertragssteuern	(4'952)	(7'617)	-35.0%
<b>Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen</b>	<b>21'603</b>	<b>31'327</b>	<b>-31.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>11.1%</i>	<i>16.3%</i>	
<b>Nicht fortgeführter Geschäftsbereich</b>			
Gewinn/(Verlust) aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich <sup>1</sup>	2'644	(2'182)	n.a.
<b>Periodengewinn</b>	<b>24'247</b>	<b>29'145</b>	<b>-16.8%</b>

**Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.01	3.00	-33.0%
---	------	------	--------

**Gewinn pro Aktie inklusive nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.25	2.80	-19.6%
---	------	------	--------

<sup>1</sup>Nach Ertragssteuern

**Auftragseingang fortgeführte Geschäftsbereiche zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2011	H2 2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>187'853</b>	<b>193'574</b>	<b>-3.0%</b>	<b>6.0%</b>

### Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten fortgeführte Geschäftsbereiche zweites Halbjahr

#### Umsatz Dritte fortgeführte Geschäftsbereiche

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2011	H2 2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Life Sciences Business	129'918	131'118	-0.9%	11.1%
Partnering Business	65'192	61'403	6.2%	10.5%
<b>Total Umsatz</b>	<b>195'110</b>	<b>192'521</b>	<b>1.3%</b>	<b>10.9%</b>

#### Segmentinformation 2011 fortgeführte Geschäftsbereiche

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	129'918	65'192	-	<b>195'110</b>
Umsatz Intersegment	6'882	3'373	(10'255)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>136'800</b>	<b>68'565</b>	<b>(10'255)</b>	<b>195'110</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>21'485</b>	<b>12'281</b>	<b>(3'322)</b>	<b>30'444</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.7%	17.9%		15.6%

#### Segmentinformation 2010 fortgeführte Geschäftsbereiche

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	131'118	61'403	-	<b>192'521</b>
Umsatz Intersegment	6'011	3'141	(9'152)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>137'129</b>	<b>64'544</b>	<b>(9'152)</b>	<b>192'521</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>22'597</b>	<b>13'443</b>	<b>(3'167)</b>	<b>32'873</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	16.5%	20.8%		17.1%

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

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2011	H2 2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Schweiz	6'367	5'178	23.0%	23.6%
Sonstiges Europa	78'764	82'812	-4.9%	2.0%
Nordamerika	77'260	73'435	5.2%	18.7%
Asien	26'862	22'726	18.2%	28.1%
Übrige	5'857	8'370	-30.0%	-21.7%
<b>Total Umsatz</b>	<b>195'110</b>	<b>192'521</b>	<b>1.3%</b>	<b>10.9%</b>

**Nicht fortgeführter Geschäftsbereich zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	2011	2010
Umsatz	-	4'259
Kosten	-	(4'219)
<b>Betriebsergebnis</b>	-	<b>40</b>
Finanzresultat	-	(125)
<b>Verlust vor Steuern</b>	-	<b>(85)</b>
Ertragssteuern	-	6
<b>Ergebnis aus Betriebstätigkeit</b>	-	<b>(79)</b>
Bewertung zum Verkehrswert abzüglich Verkaufskosten	-	(89)
Verlust aus Verkauf des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs	-	(2'014)
Gewinn aus der Abwicklung von aufgeschobenen und bedingten Zahlungen	2'644	-
Zugehörige Ertragssteuern	-	-
<b>Gewinn/(Verlust) aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>2'644</b>	<b>(2'182)</b>

**Gewinn pro Aktie aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	0.24	-0.20
---	------	-------