

## 1. Halbjahr 2011: Tecan mit zweistelligem Umsatzwachstum in Lokalwährungen und solider Profitabilität

- **Umsatz von CHF 181.9 Mio. (H1 2010: CHF 178.0 Mio.); Wachstum von 2.2% oder von 12.3% in Lokalwährungen**
- **Wachstum der Geschäftssegmente in Lokalwährungen: Life Sciences Business 18.1% und Partnering Business 5.7%**
- **Auftragseingang von CHF 196.0 Mio. (H1 2010: CHF 193.4 Mio.); Wachstum von 1.3% oder von 12.0% in Lokalwährungen**
- **Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 20.8 Mio. (H1 2010: CHF 23.1 Mio.); Betriebsrendite von 11.5% (H1 2010: 13.0%) oder von 13.7% bei konstanten Wechselkursen**
- **Gewinn von CHF 23.3 Mio. (H1 2010: CHF 15.6 Mio.); Gewinnmarge von 12.8 % deutlich über dem Vorjahreswert von 8.8 %**
- **Gewinn pro Aktie von CHF 2.17 (H1 2010: CHF 1.50); neuer Rekordwert in der Unternehmensgeschichte**
- **Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 18.0 Mio. (H1 2010: CHF 20.8 Mio.)**
- **Wachstumsprognose für Gesamtjahr 2011 erhöht; Profitabilitätsziel bestätigt**

**Männedorf, Schweiz, 18. August 2011** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) schloss das erste Halbjahr 2011 mit einem deutlichen Umsatzwachstum in Lokalwährungen und einem soliden operativen Ergebnis ab. Die Wechselkursentwicklungen der wichtigsten Währungen gegenüber dem Schweizer Franken haben dabei relevante Kenngrößen von Tecan massiv negativ beeinflusst. Tecan steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2011 um 2.2% auf CHF 181.9 Mio. (H1 2010: CHF 178.0 Mio.). In Lokalwährungen lag der Umsatz um 12.3% über dem Vorjahreszeitraum. Das Wachstum war breit abgestützt und umfasste beide Geschäftssegmente von Tecan, Life Sciences Business (Endkundengeschäft) und Partnering Business (OEM-Geschäft). Tecan steigerte den Auftragseingang im ersten Halbjahr um 1.3% auf CHF 196.0 Mio. (H1 2010: CHF 193.4 Mio.). In Lokalwährungen entspricht dies einem Wachstum von 12.0%.

Die Betriebsrendite erreichte mit 11.5% einen soliden Wert (H1 2010: 13.0%). Dies obwohl Tecan die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung um 2.5 Prozentpunkte gemessen am Umsatz erhöhte und zusätzlich negative Wechselkurseffekte von 2.2 Prozentpunkten verbucht wurden. Bei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konstanten Wechselkursen lag die Betriebsrendite mit 13.7% über dem Vorjahreswert. Tecan erzielte in den ersten sechs Monaten 2011 ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 20.8 Mio. (H1 2010: CHF 23.1 Mio.). Der Gewinn erhöhte sich durch ein besseres Finanzergebnis auf CHF 23.3 Mio. (H1 2010: CHF 15.6 Mio.), insbesondere dank Gewinnen aus der Währungsabsicherung. Die Gewinnmarge lag mit 12.8% des Umsatzes markant über dem Wert des Vorjahreszeitraums (H1 2010: 8.8%). Der Gewinn pro Aktie von CHF 2.17 erreichte einen neuen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte von Tecan (H1 2010: CHF 1.50).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit lag wegen der Vorfinanzierung eines OEM-Entwicklungsprojekts in Höhe von 12.6 Mio. unter dem Vorjahreswert und erreichte CHF 18.0 Mio. (H1 2010: CHF 20.8 Mio.).

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die starken Verkaufszahlen im ersten Halbjahr, die von beiden Geschäftssegmenten erzielt wurden. Im Endkundengeschäft haben wir nach einer Periode mit rückläufigen Umsätzen wieder ein signifikantes Wachstum verzeichnet. Auch im OEM-Geschäft konnten wir trotz hoher Vergleichsbasis den Umsatz weiter steigern und zudem zwei neue Entwicklungs- und Liefervereinbarungen abschliessen – darunter einen bedeutenden OEM-Vertrag. Trotz höherer Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie zum Teil massiven negativen Wechselkurseffekten weisen wir für das erste Halbjahr eine solide Profitabilität aus. Beim Gewinn pro Aktie erreichten wir sogar einen neuen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte. Umsatz und Auftragseingang haben im ersten Halbjahr unsere Erwartungen übertroffen. Wir erhöhen deshalb die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2011 und bestätigen das Profitabilitätsziel trotz der stärker negativ wirkenden Wechselkurseffekte.“

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

In Europa nahm der Umsatz in Schweizer Franken um 6.0% 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 11.6% an Wert. In Lokalwährungen erhöhte Tecan den Umsatz in Europa um 11.5% gegenüber der Vorjahresperiode. Die Zunahme ist hauptsächlich auf ein deutlich verbessertes Life Sciences Business (Endkundengeschäft) zurückzuführen.

In Nordamerika erzielte Tecan ein Umsatzwachstum von 3.3% in Schweizer Franken. Diese Kenngrösse war von der Wechselkursentwicklung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken ebenfalls negativ beeinflusst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verlor der Durchschnittskurs des US-Dollars im ersten Halbjahr 2011 gegenüber dem Schweizer Franken um 16.5% an Wert. In Lokalwährungen erhöhte sich der Umsatz in Nordamerika um 20.6%. Auch in dieser Region wurde das Wachstum überwiegend durch die gute Entwicklung des Life Sciences Business (Endkundengeschäft) erreicht.

In Asien lag der Umsatz in Schweizer Franken um 15.2% und in Lokalwährungen um 6.2% tiefer als im Vorjahreszeitraum. In Japan war der Umsatz dabei rückläufig, während in China eine zweistellige Wachstumsrate erzielt wurde.

Die wiederkehrenden Umsätze mit Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen stiegen in Lokalwährungen um 13.7%. Der Anteil am Gesamtumsatz betrug 32.2% (H1 2010: 32.4%). Dabei wuchs der Umsatz der Verbrauchsmaterialien in Lokalwährungen um 19.7% auf einen Anteil von 8.2% vom Gesamtumsatz (H1 2010: 7.7%).

In den Jahren 2011 und 2012 investiert Tecan, wie bereits kommuniziert, auf erhöhtem Niveau in Forschung und Entwicklung. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen im ersten Halbjahr 2011 von 10.3% auf 12.8% des Umsatzes, beziehungsweise auf CHF 23.2 Mio. an (H1 2010: CHF 18.3 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beliefen sich auf brutto CHF 42.4 Mio. (H1 2010: CHF 22.3 Mio.). Diese beinhalten auch die in der Bilanz aktivierten Entwicklungskosten (brutto CHF 1.8 Mio.) sowie Entwicklungsleistungen für OEM-Partner (CHF 18.4 Mio.).

## **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 beiden Geschäftssegmente Life Sciences Business (Endkundengeschäft) und Partnering Business (OEM-Geschäft). Die finanzielle Berichterstattung der Tecan Group erfolgt erstmals mit dem Halbjahresbericht 2011 nach den zwei neuen Geschäftssegmenten. Die Vergleichszahlen des ersten Halbjahres 2010 sowie des Geschäftsjahres 2010 wurden entsprechend angepasst.

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

Der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business erhöhte sich im ersten Halbjahr 2011 um 3.1% auf CHF 102.3 Mio. (H1 2010: CHF 99.3 Mio.). In Lokalwährungen erreichte Life Sciences Business ein hohes Wachstum von 18.1%. Der Anteil des Endkundengeschäfts am Gruppenumsatz erhöhte sich damit leicht auf insgesamt 56.3% (H1 2010: 55.8%). Das hohe

Umsatzwachstum wurde dabei hauptsächlich mit Liquid-Handling-Plattformen für Kunden aus den Bereichen Biopharma und Forensik in Europa und Nordamerika erzielt. Life Sciences Business verzeichnete in Lokalwährungen eine zweistellige Zunahme des Auftragseingangs. In Schweizer Franken lag dieser in der Berichtsperiode deutlich über den realisierten Umsätzen.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit CHF 2.4 Mio. unter dem der Vorjahresperiode (H1 2010: CHF 3.7 Mio.), was einer Betriebsrendite von 2.1% des Umsatzes entspricht (H1 2010: 3.5%). Bei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konstanten Wechselkursen beträgt die Betriebsrendite 6.5% 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 6.9 Prozentpunkten zusätzlich negativ.

*Zusätzliche Informationen zum Gesamtjahr 2010 (angepasst)*

Im Geschäftsjahr 2010 lag der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business bei CHF 230.4 Mio. Die Betriebsrendite belief sich auf 10.9% des Umsatzes und das Betriebsergebnis erreichte CHF 26.3 Mio.

**Partnering Business (OEM-Geschäft)**

Das Geschäftssegment Partnering Business generierte in der Berichtsperiode einen Umsatz von CHF 79.5 Mio. (H1 2010: CHF 78.8 Mio.). In Schweizer Franken stieg der Umsatz trotz der hohen Vergleichsbasis zur Vorjahresperiode um 1.0% und in Lokalwährungen um 5.7% an. Der Anteil des OEM-Geschäfts am Gruppenumsatz belief sich auf insgesamt 43.7% (H1 2010: 44.2%). Partnering Business profitierte im ersten Halbjahr vor allem von stark gestiegenen Umsätzen mit Ersatzteilen. Diese positive Entwicklung resultierte insbesondere daraus, dass die installierte Basis an Instrumenten in den letzten Jahren deutlich erhöht worden war. Das Wachstum bei den Ersatzteilen wurde jedoch auch durch den Lageraufbau einzelner OEM-Kunden verstärkt. Die Umsätze mit OEM-Instrumenten waren leicht rückläufig; dabei ist zu berücksichtigen, dass die hohen Verkäufe in der Vorjahresperiode durch Sonderbestellungen unterstützt worden waren. Der Umsatz mit Komponenten lag in Schweizer Franken unter dem Vorjahreswert, in Lokalwährungen war er unverändert. Auch Partnering Business verzeichnete in Lokalwährungen eine zweistellige Zunahme des Auftragseingangs. Dieser lag in Schweizer Franken ebenfalls über den im ersten Halbjahr realisierten Umsätzen.

Das Segment Partnering Business erzielte im ersten Halbjahr 2011 eine Betriebsrendite von 28.6% des Umsatzes (H1 2010: 28.8%). Ein grösserer Anteil der Umsätze im Partnering Business unterliegt keinen unmittelbaren Wechselkurseffekten. Somit erreichte die Betriebsrendite bei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konstanten Wechselkursen ein ähnlich hohes Niveau. Das

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit CHF 23.4 Mio. leicht über dem der Vorjahresperiode (H1 2010: CHF 23.3 Mio.).

*Zusätzliche Informationen zum Gesamtjahr 2010 (angepasst)*

Im Geschäftsjahr 2010 erzielte das Geschäftssegment Partnering Business einen Umsatz von CHF 140.2 Mio. Die Betriebsrendite belief sich auf 25.3% des Umsatzes und das Betriebsergebnis erreichte CHF 36.8 Mio.

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

Die Eigenkapitalquote von Tecan erhöhte sich in der Berichtsperiode leicht und lag zum 30. Juni 2011 bei 67.9% (31.12.2010: 67.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erhöhte sich trotz gestiegener Investitionen und der Dividendenzahlung im ersten Halbjahr auf CHF 137.4 Mio. (31.12.2010: CHF 135.4 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2011 CHF 1'144'458, eingeteilt in 11'444'576 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 19. April 2011 stimmten die Aktionäre einer gegenüber dem Vorjahr gleich bleibenden Dividende von CHF 1.00 pro Namenaktie zu. Die Dividende wurde als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen und daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die Ausschüttung erfolgte per 28. April 2011.

### **Ausblick**

Bisher erwartete Tecan für das Gesamtjahr 2011 ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Sowohl der Umsatz wie auch der Auftragseingang lagen im ersten Halbjahr 2011 deutlich höher als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erwartet Tecan für das Geschäftsjahr 2011 neu ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im hohen einstelligen Prozentbereich.

Die höheren Verkaufsvolumen tragen dazu bei, die negativen Wechselkurseffekte auf die Ertragskraft von Tecan auszugleichen. Diese negativen Effekte haben sich im Berichtszeitraum deutlich verstärkt. Für das Gesamtjahr 2011 erwartet Tecan weiterhin eine Betriebsrendite von 12% bis 13%. Diese Erwartung basiert neu auf einer wesentlich niedrigeren durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2011 von CHF 1.20 pro Euro und CHF 0.85 pro US-Dollar.

Bei im Vergleich zum Jahr 2010 konstanten Wechselkursen entspricht die erwartete Betriebsrendite einem Bereich von 14.5 bis 15.5% des Umsatzes.

## Halbjahresbericht und Webcast

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

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2011 werden heute um 10:00 Uhr (MEZ) in einer Telefonkonferenz 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

- Der Bericht zum Geschäftsjahr 2011 wird am 8. März 2012 veröffentlicht.
- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 18. April 2012 in Zürich statt.

## 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 2010 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 371 Mio. (USD 356 Mio.; EUR 269 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**  
**Konsolidierter Zwischenabschluss per 30. Juni 2011**  
(Kennzahlen, ungeprüft)

## Konsolidierte Erfolgsrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2011	2010	Δin %	Δin % (LW)
<b>Fortgeführte Geschäftsbereiche</b>				
<b>Umsatz</b>	<b>181'860</b>	<b>178'027</b>	<b>2.2%</b>	<b>12.3%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(91'077)	(89'180)	2.1%	
<b>Bruttogewinn</b>	<b>90'783</b>	<b>88'847</b>	<b>2.2%</b>	
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>49.9%</i>	<i>49.9%</i>		
Verkauf und Marketing	(28'268)	(29'841)	-5.3%	
Forschung und Entwicklung	(23'243)	(18'254)	27.3%	
Administration und Verwaltung	(18'454)	(17'938)	2.9%	
Sonstiger Betriebsertrag	9	284	-96.8%	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>20'827</b>	<b>23'098</b>	<b>-9.8%</b>	
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>11.5%</i>	<i>13.0%</i>		
Finanzergebnis	6'178	(3'971)	n.a.	
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>27'005</b>	<b>19'127</b>	<b>41.2%</b>	
Ertragssteuern	(3'693)	(3'520)	4.9%	
<b>Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen</b>	<b>23'312</b>	<b>15'607</b>	<b>49.4%</b>	
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>12.8%</i>	<i>8.8%</i>		
<b>Nicht fortgeführter Geschäftsbereich</b>				
Verlust aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich <sup>1</sup>	-	(28'548)	n.a.	
<b>Periodengewinn/(verlust)</b>	<b>23'312</b>	<b>(12'941)</b>	<b>n.a.</b>	

### Gewinn pro Aktien aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.17	1.50	44.7%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.13	1.49	43.0%

### Gewinn pro Aktie inklusive nicht fortgeführtem Geschäftsbereich

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.17	-1.25	n.a.
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.13	-1.25	n.a.

<sup>1</sup> Nach Ertragssteuern

### Auftragseingang fortgeführte Geschäftsbereiche

Januar bis Juni, CHF 1'000	2011	2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>196'044</b>	<b>193'433</b>	<b>1.3%</b>	<b>12.0%</b>

**Segmentinformation nach Geschäftssegmenten fortgeführte Geschäftsbereiche**
**Umsatz Dritte fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Juni, CHF 1'000	2011	2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Life Sciences Business	102'322	99'262	3.1%	18.1%
Partnering Business	79'538	78'765	1.0%	5.7%
<b>Total Umsatz</b>	<b>181'860</b>	<b>178'027</b>	<b>2.2%</b>	<b>12.3%</b>

**Segmentinformation 2011 fortgeführte Geschäftsbereiche (6 Monate)**

Januar bis Juni, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	102'322	79'538	-	<b>181'860</b>
Umsatz Intersegment	9'005	2'281	(11'286)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>111'327</b>	<b>81'819</b>	<b>(11'286)</b>	<b>181'860</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2'355</b>	<b>23'365</b>	<b>(4'893)</b>	<b>20'827</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	2.1%	28.6%		11.5%

**Segmentinformation 2010 fortgeführte Geschäftsbereiche (6 Monate)**

Januar bis Juni, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	99'262	78'765	-	<b>178'027</b>
Umsatz Intersegment	6'092	2'148	(8'240)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>105'354</b>	<b>80'913</b>	<b>(8'240)</b>	<b>178'027</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3'720</b>	<b>23'325</b>	<b>(3'947)</b>	<b>23'098</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	3.5%	28.8%		13.0%

**Segmentinformation 2010 fortgeführte Geschäftsbereiche (Gesamtjahr)**

Januar bis Juni, 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 Juni, CHF 1'000	2011	2010	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Schweiz	5'396	2'615	106.3%	106.3%
Sonstiges Europa	87'437	84'979	2.9%	8.4%
Nordamerika	67'090	64'936	3.3%	20.6%
Asien	16'717	19'714	-15.2%	-6.2%
Übrige	5'220	5'783	-9.7%	0.4%
<b>Total Umsatz</b>	<b>181'860</b>	<b>178'027</b>	<b>2.2%</b>	<b>12.3%</b>

### Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	30.06.2011	31.12.2010	Δin %
<b>Aktiven</b>			
Umlaufvermögen	288'028	274'760	4.8%
Anlagevermögen	63'984	63'741	0.4%
<b>Aktiven</b>	<b>352'012</b>	<b>338'501</b>	<b>4.0%</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	100'809	98'669	2.2%
Langfristige Verbindlichkeiten	12'062	11'792	2.3%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>112'871</i>	<i>110'461</i>	<i>2.2%</i>
Eigenkapital	239'141	228'040	4.9%
<b>Passiven</b>	<b>352'012</b>	<b>338'501</b>	<b>4.0%</b>

### Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Juni, 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/(verlust)	23'312	(12'941)	n.a.
Umrechnungsdifferenzen	(4'200)	(1'320)	218.2%
Dividendenausschüttung	(10'771)	(10'412)	3.4%
Ausgabe neuer Aktien aufgrund Ausübung von Mitarbeiteroptionen	285	650	-56.2%
Ausgabe eigener Aktien aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen	1'007	-	n.a.
Anteilsbasierte Vergütungen	1'468	2'466	-40.5%
<b>Eigenkapital am 30. Juni</b>	<b>239'141</b>	<b>181'376</b>	<b>31.8%</b>

### Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2011	2010	Δin %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	18'028	20'827	-13.4%
Geld(ab)/zufluss aus Investitionstätigkeit	(34'589)	24'210	n.a.
Geldabschluss aus Finanzierungstätigkeit	(10'137)	(50'026)	-79.7%
Umrechnungsdifferenzen	(1'904)	(1'296)	46.9%
<b>Abnahme flüssiger Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen</b>	<b>(28'602)</b>	<b>(6'285)</b>	<b>355.1%</b>
<b>Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen für die Zwecke der Geldflussrechnung:</b>			
Am 1. Januar	116'879	91'434	27.8%
Am 30. Juni	88'277	85'149	3.7%

**Nicht fortgeführter Geschäftsbereich**

Januar bis Juni, CHF 1'000	2010
Umsatz	10'206
Kosten	(12'700)
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>(2'494)</b>
Finanzergebnis	(51)
<b>Verlust vor Steuern</b>	<b>(2'545)</b>
Ertragssteuern	(784)
<b>Ergebnis aus Betriebstätigkeit</b>	<b>(3'329)</b>
Bewertung zum Verkehrswert abzüglich Veräusserungskosten	(27'035)
Zugehörige Steuern	1'816
<b>Verlust aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>(28'548)</b>

**Gewinn pro Aktie aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	-2.75
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	-2.75

**Geldzufluss aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Nettogeldzufluss aus Geschäftstätigkeit	2'228
Nettogeldzufluss aus Investitionstätigkeit	18
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-
<b>Nettogeldzufluss aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>2'246</b>