

## Tecan mit deutlichem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2010

### Halbjahresergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen

- Umsatzwachstum von 9.1% auf CHF 178.0 Mio. (H1 2009: CHF 163.2 Mio.); Wachstum von 12.2% in Lokalwährungen
- Betriebsrendite von 13.0% (H1 2009: 12.8%); Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 23.1 Mio. (H1 2009: CHF 20.8 Mio.)
- Gewinnmarge von 8.8% (H1 2009: 10.5%); Gewinn von CHF 15.6 Mio. (H1 2009: CHF 17.1 Mio.)
- Gewinn pro Aktie von CHF 1.50 (H1 2009: CHF 1.64)
- Hoher Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 20.8 Mio. (H1 2009: CHF 17.3 Mio.); entspricht 11.7% des Umsatzes
- Auftragseingang gesteigert auf CHF 193.4 Mio. (H1 2009: CHF 180.1 Mio.); in Lokalwährungen Wachstum von 10.7%

### Halbjahresergebnis inklusive nicht fortgeführtem Geschäftssegment Sample Management

- Umsatzwachstum von 2.9% auf CHF 187.9 Mio. (H1 2009: CHF 182.6 Mio.); Wachstum von 5.7% in Lokalwährungen
- Betriebsrendite von 11.0% (H1 2009: 11.5%); Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 20.6 Mio. (H1 2009: CHF 21.1 Mio.)
- Abschreibungen in Höhe von CHF 27 Mio.

### Neue Organisation mit verstärkter Ausrichtung auf Wachstumsstrategie; damit einhergehende Veränderungen in der Konzernleitung

- Organisation ab 1.1. 2011 neu nach Geschäftssegmenten Life Sciences Business (Endkundengeschäft) und Partnering Business (OEM-Geschäft) ausgerichtet
- Finanzielle Berichterstattung erfolgt mit Halbjahresbericht 2011 nach zwei neuen Geschäftssegmenten „Life Sciences Business“ und „Partnering Business“

**Männedorf, Schweiz, 12. August 2010** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) schloss das erste Halbjahr 2010 mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einem starken operativen Ergebnis ab. Kurz nach Abschluss des ersten Halbjahres unterzeichnete Tecan, als Teil der strategischen Portfolio-Anpassung, eine Vereinbarung zum Verkauf der Sample- Management-Aktivitäten. Zudem kündigte das Unternehmen heute eine Anpassung der Organisation sowie der Führungs- und Reportingstruktur an, um die Strategie für langfristiges profitables Wachstum noch

effizienter umzusetzen. Einhergehend mit der neuen Führungsstruktur wird es auch zu Veränderungen in der Konzernleitung kommen.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Wir freuen uns, im ersten Halbjahr 2010 ein so deutliches Wachstum ausweisen zu können. Dies zeigt, dass wir mit unserer Strategie für langfristiges profitables Wachstum auf Kurs sind. Insbesondere unser globales OEM-Geschäft hat sich sehr erfreulich entwickelt. Um der Bedeutung dieses Geschäft noch besser Rechnung zu tragen, richten wir ab 2011 unsere Organisations- und Führungsstruktur neu auf die Kundengruppen Endkunden und OEM-Kunden aus. Nach dem Verkauf der Sample-Management-Aktivitäten wird Tecan die finanziellen und personellen Ressourcen nun noch stärker für das ‚Life Sciences‘ Endkundengeschäft und die ‚Partnering‘ OEM-Aktivitäten einsetzen.“

### **Halbjahresergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen**

Tecan steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2010 um 9.1% auf CHF 178.0 Mio. (H1 2009: CHF 163.2 Mio.). In Lokalwährungen lag der Umsatz um 12.2% über dem Vorjahreszeitraum. Die Betriebsrendite erhöhte sich auf 13.0% (H1 2009: 12.8%). Tecan erzielte in den ersten sechs Monaten 2010 ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 23.1 Mio. (H1 2009: CHF 20.8 Mio.). Der Gewinn lag mit CHF 15.6 Mio. unter dem Wert der Vorjahresperiode (H1 2009: CHF 17.1 Mio.). Diese Entwicklung ist auf ein niedrigeres Finanzergebnis durch Währungsverluste zurückzuführen. Die Gewinnmarge belief sich auf 8.8% des Umsatzes (H1 2009: 10.5%). Der Gewinn pro Aktie lag bei CHF 1.50 (H1 2009: CHF 1.64).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erhöhte sich auf CHF 20.8 Mio. (H1 2009: CHF 17.3 Mio.), was 11.7 % des Umsatzes entspricht.

Tecan steigerte den Auftragseingang um 7.4% auf CHF 193.4 Mio. In Lokalwährungen entspricht dies einem Wachstum von 10.7%.

### **Halbjahresergebnis inklusive nicht fortgeführtem Geschäftssegment Sample Management**

Wie am 15. Juli 2010 bekannt gegeben, haben die Tecan Group und NEXUS Biosystems, Inc., mit Sitz in Poway (Kalifornien, USA) eine Vereinbarung über den Verkauf der REMP AG, einer 100%-Tochtergesellschaft von Tecan, sowie weiterer dazugehöriger Vermögenswerte unterzeichnet. NEXUS erwirbt damit die gesamten Aktivitäten des Geschäftssegments Sample Management von Tecan. Das Geschäftssegment Sample Management wird daher als „nicht fortgeführter Geschäftsbereich“ dargestellt.

Der Umsatz inklusive Geschäftssegment Sample Management erhöhte sich im ersten Halbjahr um 2.9% auf CHF 187.9 Mio. (H1 2009: CHF 182.6 Mio.). In Lokalwährungen lag der Umsatz um 5.7% über dem Wert der Vorjahresperiode. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

erreichte CHF 20.6 Mio. (H1 2009: CHF 21.1 Mio.), die Betriebsrendite belief sich auf 11.0% des Umsatzes (H1 2009: 11.5%).

### **Regionale Entwicklung und ergänzende Informationen für fortgeführte Geschäftsbereiche**

In Europa nahm der Umsatz in Schweizer Franken um 25.1% zu. Die Wechselkursentwicklung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken beeinflusste den Umsatz negativ. In Lokalwährungen lag der Umsatz in Europa um 28.2% über dem Wert der Vorjahresperiode. Der Umsatzanstieg ist dabei auf das sehr starke OEM-Geschäft mit Diagnostikunternehmen zurückzuführen. Das Endkundengeschäft verlief hingegen schwächer und entwickelte sich in den einzelnen europäischen Ländern weiterhin sehr unterschiedlich.

In Nordamerika ging der Umsatz in Schweizer Franken um 3.7% zurück. Dieser Wert war ebenfalls negativ von der Wechselkursentwicklung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken beeinflusst. In Lokalwährungen lag der Umsatz in Nordamerika auf dem Niveau des Vorjahres. Das Geschäft mit OEM-Komponenten legte deutlich zu, das Endkundengeschäft lag in Nordamerika leicht unter dem Vorjahreswert.

In Asien lag der Umsatz in Schweizer Franken um 1.1% tiefer als im Vorjahreszeitraum, in Lokalwährungen war er unverändert. In Japan war der Umsatz rückläufig, was hauptsächlich auf einen Basiseffekt durch einen realisierten Grossauftrag im Vorjahr zurückzuführen ist. Der Umsatz in China wies erneut ein deutlich zweistelliges Wachstum auf.

Das strategisch wichtige weltweite OEM-Geschäft wuchs in der Berichtsperiode um 52.4%. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die überproportional hohe Nachfrage nach OEM-Instrumenten durch Grosskunden im ersten Halbjahr zurückzuführen, was sich im Gesamtjahr wieder etwas ausgleichen wird. Der Anteil des OEM-Geschäfts am Gesamtumsatz erhöhte sich dementsprechend auf 44.2% (H1 2009: 31.7%).

Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze der Verbrauchsmaterialien und des Servicegeschäfts betrug insgesamt 32.4% vom Gesamtumsatz (H1 2009: 33.6%), der Anteil der Verbrauchsmaterialien stieg dabei auf 7.7% (H1 2009: 7.1%).

### **Informationen nach Geschäftssegmenten**

#### ***Components & Detection***

Der Umsatz des Geschäftssegments Components & Detection stieg im ersten Halbjahr 2010 um 8.4% und erreichte CHF 52.4 Mio. (H1 2009: CHF 48.3 Mio.). In Lokalwährungen erreichte Components & Detection ein Wachstum von 12.1%. Die Nachfrage nach OEM-Komponenten lag dabei deutlich und bei Detektionsgeräten leicht über dem Vorjahreszeitraum.

Components & Detection verzeichnete in der Berichtsperiode eine deutliche Zunahme des Auftragseingangs. Durch die höheren Verkaufsvolumen und eine verbesserte Kostenbasis erzielte das Geschäftssegment eine markante Steigerung der Betriebsrendite. Sie erhöhte sich von 10.5% im Vorjahr auf 15.1% des Umsatzes. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit CHF 8.5 Mio. um 56.0% über dem der Vorjahresperiode (H1 2009: CHF 5.5 Mio.).

### ***Liquid Handling & Robotics***

Das Geschäftssegment Liquid Handling & Robotics generierte in der Berichtsperiode einen Umsatz von CHF 125.7 Mio. (H1 2009: CHF 114.9 Mio.). In Schweizer Franken stieg der Umsatz um 9.3% und in Lokalwährungen um 12.3% an. Das OEM-Geschäft im Segment Liquid Handling & Robotics legte in der ersten Jahreshälfte markant zu. Auch das Servicegeschäft und das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien entwickelten sich weiterhin positiv. Ebenfalls getrieben durch das OEM-Geschäft lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr deutlich über der Vorjahresperiode.

Der Produktemix des ersten Halbjahrs und die zusätzlichen Investitionen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie, die hauptsächlich im Geschäftssegment Liquid Handling & Robotics anfielen, beeinflussten die Betriebsrendite negativ. Sie lag mit 14.7% des Umsatzes unter dem Niveau der Vorjahresperiode (H1 2009: 16.4%). Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich auf CHF 18.5 Mio. (H1 2009: CHF 19.0 Mio.).

### ***Sample Management (nicht fortgeführter Geschäftsbereich)***

Der Umsatz des nicht fortgeführten Geschäftssegments Sample Management lag in den ersten sechs Monaten 2010 mit CHF 10.2 Mio. um 47.5 % unter dem Vorjahreszeitraum (H1 2009: CHF 19.4 Mio.). Der Betriebsverlust lag bei CHF 2.5 Mio., nachdem in der Vorjahresperiode ein leicht positives Betriebsergebnis von CHF 0.3 Mio. erreicht wurde. Ausserdem wurden nicht Cash-wirksame Abschreibungen in Höhe von insgesamt CHF 27.0 Mio. für das erste Halbjahr 2010 verbucht. Im zweiten Halbjahr 2010 werden zusätzliche Transaktionskosten von voraussichtlich CHF 1 Mio. sowie weitere nicht Cash-wirksame Abschreibungen in Höhe von rund CHF 4 Mio. erwartet, die nicht im ersten Halbjahr verbucht werden konnten.

## **Gesunde Bilanz – hohe Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote von Tecan erhöhte sich in der Berichtsperiode und lag zum 30. Juni 2010 bei 64.0% (31.12.2009: 58.2%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) lag zum Stichtag bei CHF 83.9 Mio. (31.12.2009: CHF 80.6 Mio.). Auf der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group beschlossen die Aktionäre, die Dividende für das Geschäftsjahr 2009 gegenüber Vorjahr von CHF 0.90 auf CHF 1.00 pro Namenaktie zu erhöhen. Die Ausschüttung erfolgte per 28. April 2010.

## **Neue Organisation mit verstärkter Ausrichtung auf Wachstumsstrategie**

Um die Strategie für langfristiges profitables Wachstum noch nachhaltiger umzusetzen, richtet Tecan die Organisationsstruktur neu auf die beiden Kundengruppen Endkunden und OEM-Kunden aus. Anstelle der bisherigen produktorientierten Geschäftssegmente Components & Detection, Liquid Handling & Robotics sowie Sample Management, für das per 15. Juli 2010 ein Verkaufsvertrag unterzeichnet wurde, umfasst die Tecan Group künftig die beiden Geschäftssegmente *Life Sciences Business* (Endkundengeschäft) und *Partnering Business* (OEM-Geschäft). Ebenso werden konzernübergreifende Funktionen geschaffen oder neu organisiert, um Synergien in Forschung, Entwicklung, Beschaffung und Produktion über verschiedene Standorte zu nutzen. Damit will Tecan die Innovation beschleunigen und insgesamt die operative Effizienz weiter steigern.

Die neue Organisation tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt wird die Konzernleitung der Tecan Group AG an die neue Organisation angepasst und auf nominell sechs Mitglieder verkleinert werden. Die Konzernleitung wird alsdann aus dem Chief Executive Officer (Thomas Bachmann), dem Chief Financial Officer (Dr. Rudolf Eugster) sowie aus den Leitern der beiden Geschäftssegmente *Life Sciences Business* und *Partnering Business* und den Leitern der Bereiche *Development & Supply Operations* und *Science & Technology* bestehen.

Designierter Leiter des Geschäftssegments *Partnering Business* ist Matthew Robin, der heute für das Geschäftssegment Liquid Handling & Robotics verantwortlich ist. Die Leitung des Bereichs *Development & Supply Operations* wird Dr. Jürg Dübendorfer übernehmen, der derzeit in der Konzernleitung die Business Unit Services & Consumables verantwortet. Über die Leitung des Geschäftssegments *Life Sciences Business* und des Bereichs *Science & Technology* wird Tecan zu einem späteren Zeitpunkt befinden und informieren. Die übrigen Mitglieder der gegenwärtigen Konzernleitung werden ihre bisherigen Aufgaben in der neuen Gruppen-Organisation weiterführen oder per 1. Januar 2011 neue Aufgaben übernehmen. Sie werden jedoch nicht der neu zusammengesetzten Konzernleitung angehören.

Die finanzielle Berichterstattung der Tecan Group wird erstmals mit dem Halbjahresbericht 2011 nach den zwei neuen Geschäftssegmenten Life Sciences Business und Partnering Business erfolgen.

## **Ausblick für fortgeführte Geschäftsbereiche**

Die Nachfrage nach OEM-Instrumenten war in der ersten Jahreshälfte aussergewöhnlich hoch. Daher erwartet Tecan, dass die Umsätze mit OEM-Kunden im zweiten Halbjahr 2010 mit einer niedrigeren Rate wachsen. Für das Geschäftsjahr 2010 strebt Tecan für die fortgeführten Geschäftsbereiche ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen zwischen 6 und 8% an.

Mit dem Verkauf der Sample-Management-Aktivitäten wird Tecan die Ressourcen nun noch stärker für die Wachstumsprojekte im Endkundengeschäft wie auch im OEM-Geschäft einsetzen. Hierfür geht die Gesellschaft für 2010 von zusätzlichen Investitionen von bis zu CHF 3 Mio. aus.

Diese zusätzlichen Investitionen eingeschlossen, erwartet Tecan für das Jahr 2010 eine Betriebsrendite von 13.5 bis 15%. Bei im Vergleich zum Jahr 2009 konstanten Wechselkursen entspricht dies einer Betriebsrendite von 14.5 bis 16.0%.

### **Webcast**

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2010 werden heute um 9:00 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 +44 207 107 0611 (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 2010 wird am 10. März 2011 veröffentlicht.
- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 19. April 2011 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 2009 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 392 Mio. (USD 361.2 Mio.; EUR 259.6 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 2010**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung**

Januar bis Juni, CHF 1'000	2010	2009	Δin %
<b>Fortgeführte Geschäftsbereiche</b>			
<b>Umsatz</b>	<b>178'027</b>	<b>163'224</b>	<b>9.1%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(89'180)	(80'285)	11.1%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>88'847</b>	<b>82'939</b>	<b>7.1%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>49.9%</i>	<i>50.8%</i>	
Verkauf und Marketing	(29'841)	(28'120)	6.1%
Forschung und Entwicklung	(18'254)	(17'525)	4.2%
Administration und Verwaltung	(17'938)	(16'552)	8.4%
Sonstiger Betriebsertrag	284	74	283.8%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23'098</b>	<b>20'816</b>	<b>11.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>13.0%</i>	<i>12.8%</i>	
Finanzergebnis	(3'971)	(221)	1696.8%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>19'127</b>	<b>20'595</b>	<b>-7.1%</b>
Ertragssteuern	(3'520)	(3'516)	0.1%
<b>Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen</b>	<b>15'607</b>	<b>17'079</b>	<b>-8.6%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>8.8%</i>	<i>10.5%</i>	
<b>Nicht fortgeführter Geschäftsbereich</b>			
(Verlust)/Gewinn aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich <sup>1</sup>	(28'548)	131	n.a.
<b>Perioden(verlust)/gewinn</b>	<b>(12'941)</b>	<b>17'210</b>	<b>n.a.</b>

**Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	1.50	1.64	-8.5%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	1.49	1.64	-9.1%

**Gewinn pro Aktie inklusive nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	-1.25	1.66	n.a.
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	-1.25	1.66	n.a.

<sup>1</sup> Nach Ertragssteuern

**Auftragseingang fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Juni, CHF 1'000	2010	2009	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>193'433</b>	<b>180'124</b>	<b>7.4%</b>	<b>10.7%</b>



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

Januar bis Juni, CHF 1'000	2010	2009	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Components & Detection	52'376	48'299	8.4%	12.1%
Liquid Handling & Robotics	125'651	114'925	9.3%	12.3%
<b>Total Umsatz</b>	<b>178'027</b>	<b>163'224</b>	<b>9.1%</b>	<b>12.2%</b>

**Segmentinformation 2010 fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Juni, CHF 1'000	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	52'376	125'651	-	<b>178'027</b>
Umsatz Intersegment	4'051	375	(4'426)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>56'427</b>	<b>126'026</b>	<b>(4'426)</b>	<b>178'027</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8'541</b>	<b>18'488</b>	<b>(3'931)</b>	<b>23'098</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.1%	14.7%		13.0%

**Segmentinformation 2009 fortgeführte Geschäftsbereiche**

Januar bis Juni, CHF 1'000	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	48'299	114'925	-	<b>163'224</b>
Umsatz Intersegment	3'790	375	(4'165)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>52'089</b>	<b>115'300</b>	<b>(4'165)</b>	<b>163'224</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5'475</b>	<b>18'965</b>	<b>(3'624)</b>	<b>20'816</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	10.5%	16.4%		12.8%

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

Januar bis Juni, CHF 1'000	2010	2009	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Schweiz	2'615	2'709	-3.5%	-3.4%
Sonstiges Europa	84'979	67'305	26.3%	29.5%
Nordamerika	64'936	67'396	-3.7%	0.0%
Asien	19'714	19'929	-1.1%	0.1%
Übrige	5'783	5'885	-1.7%	2.2%
<b>Total Umsatz</b>	<b>178'027</b>	<b>163'224</b>	<b>9.1%</b>	<b>12.2%</b>

### Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	30.06.2010	31.12.2009	Δin %
<b>Aktiven</b>			
Umlaufvermögen	200'955	258'963	-22.4%
Zur Veräusserung gehaltene Aktiven	19'571	-	n.a.
Anlagevermögen	62'887	89'656	-29.9%
<b>Aktiven</b>	<b>283'413</b>	<b>348'619</b>	<b>-18.7%</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	82'901	131'439	-36.9%
Zur Veräusserung gehaltene Verbindlichkeiten	8'334	-	n.a.
Langfristige Verbindlichkeiten	10'802	14'247	-24.2%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>102'037</i>	<i>145'686</i>	<i>-30.0%</i>
Eigenkapital	181'376	202'933	-10.6%
<b>Passiven</b>	<b>283'413</b>	<b>348'619</b>	<b>-18.7%</b>

### Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Juni, CHF 1'000	2010	2009	Δin %
<b>Eigenkapital am 1. Januar</b>	<b>202'933</b>	<b>159'186</b>	<b>27.5%</b>
Perioden(verlust)/gewinn	(12'941)	17'210	n.a.
Umrechnungsdifferenzen	(1'320)	766	n.a.
Dividendenausschüttung	(10'412)	(9'681)	7.6%
Ausgabe neuer Aktien aufgrund Ausübung von Mitarbeiteroptionen	650	-	n.a.
Kauf und Verkauf eigener Aktien (netto)	-	647	n.a.
Anteilsbasierte Vergütungen an Mitarbeiter	2'466	760	224.5%
<b>Eigenkapital am 30. Juni</b>	<b>181'376</b>	<b>168'888</b>	<b>7.4%</b>

### Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2010	2009	Δin %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	20'827	17'316	20.3%
Geldzu/(ab)fluss aus Investitionstätigkeit	24'210	(2'535)	n.a.
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(50'026)	(16'945)	195.2%
Umrechnungsdifferenzen	(1'296)	465	n.a.
<b>Abnahme flüssiger Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen</b>	<b>(6'285)</b>	<b>(1'699)</b>	<b>269.9%</b>
<b>Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen für die Zwecke der Geldflussrechnung:</b>			
Am 1. Januar	91'434	84'653	8.0%
Am 30. Juni	85'149	82'954	2.6%

**Nicht fortgeführter Geschäftsbereich**

Januar bis Juni, CHF 1'000	2010	2009	Δin %
Umsatz	10'206	19'426	-47.5%
Kosten	(12'700)	(19'157)	-33.7%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>(2'494)</b>	<b>269</b>	<b>n.a.</b>
Finanzergebnis	(51)	(4)	
<b>(Verlust)/Gewinn vor Steuern</b>	<b>(2'545)</b>	<b>265</b>	
Ertragssteuern	(784)	(134)	
<b>Ergebnis aus Betriebstätigkeit</b>	<b>(3'329)</b>	<b>131</b>	
Bewertung zum Verkehrswert abzüglich			
Veräusserungskosten	(27'035)	-	
Zugehörige Ertragssteuern	1'816	-	
<b>(Verlust)/Gewinn aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>(28'548)</b>	<b>131</b>	

**Gewinn pro Aktie aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich**

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	-2.75	0.02	n.a.
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	-2.75	0.02	n.a.

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

Geld(ab)/zufluss aus Geschäftstätigkeit	2'228	(2'646)	n.a.
Geld(ab)/zufluss aus Investitionstätigkeit	18	(282)	n.a.
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-	n.a.
<b>Geld(ab)/zufluss aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich</b>	<b>2'246</b>	<b>(2'928)</b>	<b>n.a.</b>