

## **Geschäftsjahr 2009: Tecan mit starkem operativem Ergebnis**

- **Umsatz von CHF 391.9 Mio. (2008: CHF 396.0 Mio.); Wachstum von 0.9% in Lokalwährungen**
- **Betriebsrendite von 15.2% erreicht hohen Wert des Vorjahrs; Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 59.6 Mio. (2008: CHF 60.1 Mio.; vor ausserordentlichen Abschreibungen)**
- **Gewinnmarge von 12.6% (2008: 12.9 %; vor ausserordentlichen Abschreibungen); Gewinn von CHF 49.3 Mio. (2008: CHF 51.0 Mio.; vor ausserordentlichen Abschreibungen)**
- **Gewinn pro Aktie auf CHF 4.77 gestiegen; höchster Wert in der Unternehmensgeschichte**
- **Gewinnausschüttung auf CHF 1.00 pro Aktie erhöht**
- **Stark gestiegener Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 66.2 Mio.; entspricht 16.9 % vom Umsatz**
- **Auftragseingang von CHF 385.5 Mio. (2008: CHF 407.6 Mio.)**
- **Sehr gesunde Bilanz; Eigenkapitalquote auf 58.2 % und Nettoliquidität auf CHF 80.6 Mio. angestiegen**

**Männedorf, Schweiz, 4. März 2010** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) schloss das Geschäftsjahr 2009 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit einem starken operativen Ergebnis ab. Der Umsatz erreichte mit CHF 391.9 Mio. annähernd das Niveau des Vorjahres (2008: CHF 396.0 Mio.). In Schweizer Franken lag der Umsatz um 1.0 % unter dem Vorjahreswert, in Lokalwährungen konnte er um 0.9 % gesteigert werden. Die Betriebsrendite erreichte mit 15.2% den hohen Wert des Vorjahres, obwohl Tecan substanzielle zusätzliche Investitionen in Innovationsprojekte und die weitere Markterschliessung tätigte. Tecan erzielte im Jahr 2009 ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 59.6 Mio. (2008: CHF 60.1 Mio. vor ausserordentlichen Abschreibungen im Segment Sample Management; CHF 31.2 Mio. inklusive ausserordentlichen Abschreibungen). Der Gewinn erreichte CHF 49.3 Mio. (2008: CHF 51.0 Mio. vor ausserordentlichen Abschreibungen; CHF 25.6 Mio. inklusive ausserordentlichen Abschreibungen), die Gewinnmarge belief sich auf 12.6 % des Umsatzes (2008: 12.9 %; vor ausserordentlichen Abschreibungen). Der Gewinn pro Aktie erreichte mit CHF 4.77 einen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte (2008: CHF 4.67 vor ausserordentlichen

Abschreibungen; CHF 2.35 inklusive ausserordentlichen Abschreibungen). Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erhöhte sich auf CHF 66.2 Mio. (2008: CHF 58.9 Mio.), was 16.9 % des Umsatzes entspricht. Der Auftragseingang lag mit CHF 385.5 Mio. in Lokalwährungen um 3.8 % unter dem Vorjahreswert (2008: CHF 407.6 Mio.). Dies ist auf einen Basiseffekt aus dem Segment Sample Management zurückzuführen, das im Vorjahr deutlich höhere Auftragseingänge verzeichnet hatte.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir in einem solch schwierigen wirtschaftlichen Umfeld über ein starkes operatives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2009 berichten können. Obwohl unser relevanter Markt im höheren einstelligen Prozentbereich rückläufig war, haben wir unseren Umsatz in Lokalwährungen leicht steigern können. Bei der Betriebsrendite konnten wir den hohen Wert des Vorjahres halten. Beim Gewinn pro Aktie haben wir einen Rekordwert in der Unternehmensgeschichte erzielt. Im strategisch bedeutenden OEM-Geschäft und bei den Verbrauchsmaterialien verzeichneten wir erneut ein hohes Wachstum.“

„In verschiedenen Zweigen der Life-Science-Industrie zeichnen sich bahnbrechende Fortschritte ab, die teilweise erst durch innovative Lösungen im Bereich der Laborautomation ermöglicht werden. Tecan tätigt überdurchschnittlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die führende Position am Markt zu sichern oder auszubauen. Unsere Position der Stärke erlaubt es uns nun, viel versprechende Innovationsprojekte parallel voranzutreiben und bei ausgewählten Vorhaben die Entwicklungszeit zu beschleunigen. Für ein nachhaltiges profitables Wachstum werden wir über einen begrenzten Zeitraum auf erhöhtem Niveau in Innovation und die weitere Marktbearbeitung investieren“, so Bachmann weiter.

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

In Europa ging der Umsatz in Schweizer Franken um 5.1 % zurück. Er wurde hierbei negativ von der Wechselkursentwicklung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken beeinflusst. In Lokalwährungen lag der Umsatz in Europa 0.7 % unter dem Vorjahreswert. Die Entwicklung verlief in den einzelnen europäischen Ländern weiterhin sehr unterschiedlich. Die durch lokale Distributoren betreuten Länder in Osteuropa und dem Nahen und Mittleren Osten litten verstärkt unter den Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Das OEM-Geschäft in Europa verzeichnete hingegen Zuwächse.

In Nordamerika erzielte Tecan eine Umsatzzunahme von 4.9 % in Schweizer Franken und um 4.5 % in Lokalwährungen. Das Umsatzwachstum in Nordamerika war dabei vor allem vom verbesserten Endkundengeschäft über alle Geschäftssegmente hinweg und von einer höheren Nachfrage nach OEM-Komponenten getragen. Projekte aus den staatlichen Programmen zur Stimulierung der US-Wirtschaft trugen im Berichtsjahr 2009 nur geringfügig zum Umsatz bei, da der Grossteil dieser Projekte erst im Jahr 2010 realisiert wird.

In Asien blieb der Umsatz in Schweizer Franken auf dem Niveau des Vorjahres, in Lokalwährungen lag er um 1.4 % tiefer. Die Hauptmärkte Japan und China wiesen dabei ein zweistelliges Wachstum auf. Andere Länder der asiatisch-pazifischen Region verzeichneten dagegen Umsatzrückgänge.

Das strategisch wichtige weltweite OEM-Geschäft wuchs im Berichtsjahr um 8.2 %, und dessen Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 28.0 % (2008: 25.6 %). Der Anteil von Verbrauchsmaterialien am Gesamtumsatz stieg auf 8.2 % (2008: 7.2%). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze der Verbrauchsmaterialien und des Servicegeschäfts betrug 32.0 % vom Gesamtumsatz (2008: 30%).

Tecan tätigt überdurchschnittlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die führende Position am Markt für Laborautomation zu sichern oder auszubauen. Im Jahr 2009 investierte Tecan insgesamt CHF 42.6 Mio. in die Forschung und Entwicklung; davon wurden CHF 2.7 Mio. in der Bilanz aktiviert.

## **Informationen nach Geschäftssegmenten**

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

Der Umsatz des Geschäftssegments Components & Detection stieg im Geschäftsjahr 2009 um 6.0% und erreichte CHF 106.6 Mio. (2008: CHF 100.6 Mio.). In Lokalwährungen lag der Umsatz um 7.5 % über dem Vorjahreswert. Die Nachfrage nach OEM-Komponenten, die 2008 negativ von der Wirtschaftskrise beeinflusst war, erholte sich vor allem im zweiten Halbjahr 2009 spürbar. Zudem konnte Tecan verschiedene neue Kunden gewinnen. Bei den Detektionsgeräten trugen vor allem neue OEM-Kunden zum Umsatzwachstum bei. Der Auftragseingang lag bei Components & Detection im Berichtsjahr deutlich über dem Vorjahreswert. Durch eine verbesserte Kostenbasis und einen höheren Anteil des Servicegeschäfts erzielte das Geschäftssegment eine Steigerung der Betriebsrendite. Sie erhöhte sich von 11.3 % im Vorjahr auf 15.6 % des Umsatzes. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit CHF 17.9 Mio. um 45.2 % über dem des Vorjahres (2008: CHF 12.3 Mio.).

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

Das grösste Geschäftssegment von Tecan, Liquid Handling & Robotics, generierte im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF 249.6 Mio. In Schweizer Franken lag der Umsatz um 6.0 % und in Lokalwährungen um 3.7 % unter dem Vorjahreswert (2008: CHF 265.6 Mio.). Dabei ging vor allem das Endkundengeschäft in Europa und Australien zurück. Das Geschäft in Japan und China verzeichnete hingegen deutliche, in den USA moderate Zuwächse. Auch das Servicegeschäft und das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien entwickelten sich weiterhin positiv. Das OEM-Geschäft im

Segment Liquid Handling & Robotics konnte in der zweiten Jahreshälfte aufholen und lag für das Gesamtjahr leicht über dem Vorjahreswert. Der Auftragseingang lag im Berichtsjahr etwas höher als 2008. Wegen des tieferen Umsatzes und der zusätzlichen Investitionen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie, die hauptsächlich im Segment Liquid Handling & Robotics anfielen, lag die Betriebsrendite mit 19.4 % des Umsatzes unter dem Niveau des Vorjahres (2008: 22.9 %). Die Betriebsrendite von 21.9 % im zweiten Halbjahr 2009 konnte den niedrigeren Wert des ersten Semesters nicht vollständig ausgleichen. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich auf CHF 29.6 Mio. (2008: CHF 34.1 Mio.).

### **Sample Management**

Der Umsatz des Geschäftssegments Sample Management stieg im Berichtsjahr von CHF 29.9 Mio. um 19.5 % auf CHF 35.7 Mio. an. In Lokalwährungen entspricht dies einem Zuwachs um 18.7 %. Nach einem Betriebsverlust von CHF 5.4 Mio. im Jahr 2008 (ohne Berücksichtigung einer ausserordentlichen Abschreibungen in Höhe von insgesamt CHF 28.9 Mio.) erreichte Sample Management im Berichtsjahr ein leicht positives Betriebsergebnis von CHF 0.1 Mio. Die Anstrengungen zur Senkung der Kosten werden fortgesetzt, um diese den erwarteten tieferen Volumen anzupassen. Tecan prüft zudem ein breites Spektrum strategischer Alternativen für das Geschäftssegment Sample Management. Es wurde jedoch noch keine Entscheidung diesbezüglich getroffen.

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

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im Berichtsjahr und lag zum 31. Dezember 2009 bei 58.2 % (31.12.2008: 48.9 %). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) stieg ebenfalls an und lag zum Stichtag bei CHF 80.6 Mio. (31.12.2008: CHF 33.7 Mio.). Tecan hat damit die sehr gesunde Bilanz weiter gestärkt und verfügt über eine günstige Ausgangslage für weiteres internes und externes Wachstum. Die an der Generalversammlung vom 22. April 2009 beschlossene Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung von 696'788 Namenaktien (5.8% des Aktienkapitals) wurde in der zweiten Jahreshälfte 2009 vorgenommen. Diese Aktien hatte Tecan im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2009 CHF 1'141'259, eingeteilt in 11'412'590 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

### **Gewinnausschüttung erhöht**

Auf Basis der sehr gesunden Bilanz und den nachhaltig guten Geschäftsaussichten soll die Gewinnausschüttung an die Aktionäre erhöht werden. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 21. April 2010 daher eine Erhöhung der Dividende von CHF 0.90 auf CHF 1.00 je Aktie vorschlagen.

**Ausblick**

Das wirtschaftliche Umfeld hat sich für den Bereich Laborautomation in der zweiten Jahreshälfte 2009 zunehmend verbessert. Tecan rechnet für das Jahr 2010 mit einem moderaten Marktwachstum, nachdem der Markt 2009 im höheren einstelligen Prozentbereich zurückgegangen war. Die mittelfristige Marktentwicklung bleibt jedoch weiterhin schwer vorhersehbar. Das wachsende OEM-Geschäft, steigende Verkäufe von Verbrauchsmaterialien und das Endkundengeschäft in verschiedenen Regionen sollten die Umsatzentwicklung von Tecan positiv beeinflussen. Im Segment Sample Management rechnet Tecan wegen des markant niedrigeren Auftragseingangs im Jahr 2009 und wegen Verzögerungen in der Entwicklung eines aussichtsreichen Produkts damit, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2010 deutlich tiefer liegen wird als 2009.

Insgesamt strebt das Unternehmen für 2010 ein über dem Marktdurchschnitt liegendes Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Bei den derzeit vorgesehenen Investitionsvolumen geht Tecan von einer Betriebsrendite für das Jahr 2010 von 14 bis 15 % aus. Sollten sich im Laufe des Jahres zusätzliche Möglichkeiten erschliessen, Innovationsprojekte zu beschleunigen oder Technologien von externen Partnern zu erwerben, wird die Betriebsrendite voraussichtlich zwischen 12 bis 14 % liegen.

**Webcast**

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2009 werden heute um 10:00 Uhr (MEZ) in einer Medien- und Finanzanalystenkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation per Telefonkonferenz sowie 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**

- Die Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am Mittwoch, 21. April 2010 um 15:00 Uhr (MESZ) in Zürich statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2010 wird am Donnerstag, 12. August 2010 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. Mit dem Tochterunternehmen REMP ([www.remp.com](http://www.remp.com)) ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (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 2009**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2009	2008	Δin %
<b>Umsatz</b>	<b>391'910</b>	<b>396'042</b>	<b>-1.0%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(193'000)	(190'753)	1.2%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>198'910</b>	<b>205'289</b>	<b>-3.1%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	50.8%	51.8%	
Verkauf und Marketing	(64'286)	(82'084)	-21.7%
Forschung und Entwicklung	(39'893)	(41'869)	-4.7%
Administration und Verwaltung	(36'096)	(36'721)	-1.7%
Sonstiger Betriebsertrag	952	817	16.5%
Wertminderung Goodwill	-	(14'241)	n.a.
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>59'587</b>	<b>31'191</b>	<b>91.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.2%	7.9%	
Finanzergebnis	546	1'301	-58.0%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>60'133</b>	<b>32'492</b>	<b>85.1%</b>
Ertragssteuern	(10'793)	(6'869)	57.1%
<b>Gewinn</b>	<b>49'340</b>	<b>25'623</b>	<b>92.6%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	12.6%	6.5%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>4.77</b>	<b>2.35</b>	<b>103.0%</b>
<b>Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>4.75</b>	<b>2.33</b>	<b>103.9%</b>

**Konsolidierte Erfolgsrechnung ohne Wertminderung auf immateriellen Anlagen**

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2009	2008 angepasst	Δin %
<b>Umsatz</b>	<b>391'910</b>	<b>396'042</b>	<b>-1.0%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(193'000)	(190'753)	1.2%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>198'910</b>	<b>205'289</b>	<b>-3.1%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	50.8%	51.8%	
Verkauf und Marketing <sup>1)</sup>	(64'286)	(69'032)	-6.9%
Forschung und Entwicklung <sup>2)</sup>	(39'893)	(40'283)	-1.0%
Administration und Verwaltung	(36'096)	(36'721)	-1.7%
Sonstiger Betriebsertrag	952	817	16.5%
Wertminderung Goodwill <sup>3)</sup>	-	-	n.a.
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>59'587</b>	<b>60'070</b>	<b>-0.8%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.2%	15.2%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>4.77</b>	<b>4.67</b>	<b>2.1%</b>
--	-------------	-------------	-------------

2008 ohne Wertminderung auf

<sup>1)</sup> Erworbene Kundenbeziehungen (TCHF 10'452) und Markenname 'REMP' (TCHF 2'600)

<sup>2)</sup> Erworbene Technologien (TCHF 1'586)

<sup>3)</sup> Goodwill Sample Management (TCHF 14'241)

### Segmentinformation nach Geschäftssegmenten

#### Umsatz Dritte

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2009	2008	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Components & Detection	106'632	100'638	6.0%	7.5%
Liquid Handling & Robotics	249'616	265'551	-6.0%	-3.7%
Sample Management	35'662	29'853	19.5%	18.7%
<b>Total Umsatz</b>	<b>391'910</b>	<b>396'042</b>	<b>-1.0%</b>	<b>0.9%</b>

#### Segmentinformationen 2009

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Sample Management	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	106'632	249'616	35'662		<b>391'910</b>
Umsatz Intersegment	7'842	773	551	(9'166)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>114'474</b>	<b>250'389</b>	<b>36'213</b>	<b>(9'166)</b>	<b>391'910</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>17'896</b>	<b>48'613</b>	<b>66</b>	<b>(6'988)</b>	<b>59'587</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.6%	19.4%	0.2%		15.2%

#### Segmentinformationen 2008

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Sample Management	Corporate Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	100'638	265'551	29'853		<b>396'042</b>
Umsatz Intersegment	8'792	1'213	2'395	(12'400)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>109'430</b>	<b>266'764</b>	<b>32'248</b>	<b>(12'400)</b>	<b>396'042</b>
<b>Betriebsergebnis vor Wertminderungen</b>	<b>12'321</b>	<b>60'974</b>	<b>(5'356)</b>	<b>(7'869)</b>	<b>60'070</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	11.3%	22.9%	-16.6%		15.2%
Erfasste Wertminderungen	-	-	(28'879)	-	(28'879)
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>12'321</b>	<b>60'974</b>	<b>(34'235)</b>	<b>(7'869)</b>	<b>31'191</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	11.3%	22.9%	-106.2%		7.9%

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

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2009	2008	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Schweiz	7'855	9'308	-15.6%	-15.6%
Sonstiges Europa	170'325	178'491	-4.6%	0.1%
Nordamerika	154'111	146'872	4.9%	4.5%
Asien	46'910	46'913	0.0%	-1.4%
Übrige	12'709	14'458	-12.1%	-9.0%
<b>Total Umsatz</b>	<b>391'910</b>	<b>396'042</b>	<b>-1.0%</b>	<b>0.9%</b>

### Auftragseingang

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2009	2008	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>385'459</b>	<b>407'593</b>	<b>-5.4%</b>	<b>-3.8%</b>



### Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	31.12.2009	31.12.2008	Δin %
<b>Aktiven</b>			
Umlaufvermögen	258'963	237'018	9.3%
Anlagevermögen	89'656	88'846	0.9%
<b>Aktiven</b>	<b>348'619</b>	<b>325'864</b>	<b>7.0%</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	131'439	113'840	15.5%
Langfristige Verbindlichkeiten	14'247	52'838	-73.0%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>145'686</i>	<i>166'678</i>	<i>-12.6%</i>
Eigenkapital	202'933	159'186	27.5%
<b>Passiven</b>	<b>348'619</b>	<b>325'864</b>	<b>7.0%</b>

### Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2009	2008	Δin %
<b>Eigenkapital am 1. Januar</b>	<b>159'186</b>	<b>204'644</b>	<b>-22.2%</b>
Gewinn	49'340	25'623	92.6%
Umrechnungsdifferenzen	(1'775)	(5'234)	-66.1%
Dividendenausschüttung	(9'681)	(5'001)	93.6%
Ausgabe neuer Aktien aufgrund Ausübung von Mitarbeiteroptionen	1'418	221	541.6%
Nennwertrückzahlung	-	(4'930)	n.a.
Kauf und Verkauf eigener Aktien (netto)	2'821	(58'909)	n.a.
Strukturierte Transaktion mit eigenen Aktien	(4)	1'511	n.a.
Anteilsbasierte Vergütungen an Mitarbeiter	1'628	1'261	29.1%
<b>Eigenkapital am 31. Dezember</b>	<b>202'933</b>	<b>159'186</b>	<b>27.5%</b>

### Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2009	2008	Δin %
<b>Gewinn</b>	<b>49'340</b>	<b>25'623</b>	<b>92.6%</b>
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	66'150	58'929	12.3%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(40'640)	(5'667)	617.1%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(18'057)	(68'604)	-73.7%
Umrechnungsdifferenzen	(672)	(2'855)	-76.5%
<b>Zunahme flüssiger Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen</b>	<b>6'781</b>	<b>(18'197)</b>	<b>n.a.</b>
<b>Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen für die Zwecke der Geldflussrechnung:</b>			
Am 1. Januar	84'653	102'850	-17.7%
Am 31. Dezember	91'434	84'653	8.0%

**Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung**  
**Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2009**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2009	H2 2008	Δin %
<b>Umsatz</b>	<b>209'275</b>	<b>212'404</b>	<b>-1.5%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(100'898)	(99'097)	1.8%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>108'377</b>	<b>113'307</b>	<b>-4.4%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	51.8%	53.3%	
Verkauf und Marketing	(33'409)	(49'448)	-32.4%
Forschung und Entwicklung	(19'389)	(23'131)	-16.2%
Administration und Verwaltung	(17'954)	(19'055)	-5.8%
Sonstiger Betriebsertrag	877	703	24.8%
Wertminderung Goodwill	-	(14'241)	n.a.
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>38'502</b>	<b>8'135</b>	<b>373.3%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	18.4%	3.8%	
Finanzergebnis	771	1'393	-44.7%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>39'273</b>	<b>9'528</b>	<b>312.2%</b>
Ertragssteuern	(7'143)	(2'942)	142.8%
<b>Gewinn</b>	<b>32'130</b>	<b>6'586</b>	<b>387.9%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	15.4%	3.1%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>3.11</b>	<b>0.64</b>	<b>385.9%</b>
--	-------------	-------------	---------------

**Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr**  
**ohne Wertminderung auf immateriellen Anlagen**

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2009	H2 2008 angepasst	Δin %
<b>Umsatz</b>	<b>209'275</b>	<b>212'404</b>	<b>-1.5%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(100'898)	(99'097)	1.8%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>108'377</b>	<b>113'307</b>	<b>-4.4%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	n.a.	53.3%	
Verkauf und Marketing <sup>1)</sup>	(33'409)	(36'396)	-8.2%
Forschung und Entwicklung <sup>2)</sup>	(19'389)	(21'545)	-10.0%
Administration und Verwaltung	(17'954)	(19'055)	-5.8%
Sonstiger Betriebsertrag	877	703	24.8%
Wertminderung Goodwill <sup>3)</sup>	-	-	n.a.
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>38'502</b>	<b>37'014</b>	<b>4.0%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	18.4%	17.4%	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>3.11</b>	<b>2.96</b>	<b>5.1%</b>
--	-------------	-------------	-------------

2008 ohne Wertminderung (impairment) auf

<sup>1)</sup> Erworbene Kundenbeziehungen (TCHF 10'452) und Markenname 'REMP' (TCHF 2'600)

<sup>2)</sup> Erworbene Technologien (TCHF 1'586)

<sup>3)</sup> Goodwill Sample Management (TCHF 14'241)

### Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten zweites Halbjahr

#### Umsatz Dritte zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2009	H2 2008	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Components & Detection	58'332	52'881	10.3%	15.4%
Liquid Handling & Robotics	134'693	143'016	-5.8%	-1.9%
Sample Management	16'250	16'507	-1.6%	-1.2%
<b>Total Umsatz</b>	<b>209'275</b>	<b>212'404</b>	<b>-1.5%</b>	<b>2.4%</b>

#### Segmentinformationen zweites Halbjahr 2009

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Sample Management	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	58'332	134'693	16'250	-	<b>209'275</b>
Umsatz Intersegment	4'052	398	536	(4'986)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>62'384</b>	<b>135'091</b>	<b>16'786</b>	<b>(4'986)</b>	<b>209'275</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>12'421</b>	<b>29'649</b>	<b>(203)</b>	<b>(3'365)</b>	<b>38'502</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>19.9%</i>	<i>21.9%</i>	<i>-1.2%</i>		<i>18.4%</i>

#### Segmentinformationen zweites Halbjahr 2008

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Sample Management	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	52'881	143'016	16'507	-	<b>212'404</b>
Umsatz Intersegment	4'519	566	1'847	(6'932)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>57'400</b>	<b>143'582</b>	<b>18'354</b>	<b>(6'932)</b>	<b>212'404</b>
<b>Betriebsergebnis vor Wertminderungen</b>	<b>7'808</b>	<b>34'114</b>	<b>(1'339)</b>	<b>(3'569)</b>	<b>37'014</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>13.6%</i>	<i>23.8%</i>	<i>-7.3%</i>		<i>17.4%</i>
Erfasste Wertminderungen	-	-	(28'879)	-	(28'879)
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7'808</b>	<b>34'114</b>	<b>(30'218)</b>	<b>(3'569)</b>	<b>8'135</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>13.6%</i>	<i>23.8%</i>	<i>-164.6%</i>		<i>3.8%</i>

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

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2009	H2 2008	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Schweiz	4'554	5'420	-16.0%	16.0%
Sonstiges Europa	94'760	97'194	-2.5%	1.4%
Nordamerika	81'006	78'741	2.9%	8.6%
Asien	23'786	25'614	-7.1%	-7.6%
Übrige	5'169	5'435	-4.9%	-1.6%
<b>Total Umsatz</b>	<b>209'275</b>	<b>212'404</b>	<b>-1.5%</b>	<b>2.4%</b>

### Auftragseingang zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2008	H2 2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>193'066</b>	<b>220'706</b>	<b>-12.5%</b>	<b>-9.1%</b>