

Geschäftsjahr 2008: Tecan weiterhin mit starker operativer Ertragskraft

Rendite vor einmaligen Abschreibungen im Geschäftssegment Sample Management weiter gesteigert

- **Steigerung der Betriebsrendite vor Einmaleffekt auf 15.2 % (2007: 14.6 %)**
- **Erhöhung der Gewinnmarge vor Einmaleffekt auf 12.9 % (2007: 12.6 %)**
- **Unveränderte Gewinnausschüttung von CHF 0.90 pro Aktie**
- **Umsatz von CHF 396.0 Mio. (2007: CHF 414.4 Mio.); Entwicklung deutlich negativ durch Wechselkurse beeinflusst**
- **Wachstum in Lokalwährungen von 1%**
- **Auftragseingang von CHF 407.6 Mio. (2007: CHF 398.5 Mio.); in Lokalwährungen ein Wachstum von 8.1 %**
- **Grösstes Geschäftssegment Liquid Handling & Robotics mit erfreulicher Entwicklung**
- **Geschäftssegment Sample Management mit Betriebsverlust; ausserordentliche Wertberichtigungen von insgesamt CHF 28.9 Mio. erforderlich; deutlich verbesserter Auftragseingang im zweiten Halbjahr**
- **Sehr gesunde Bilanz**

Männedorf, Schweiz, 4. März 2009 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) steigerte im Geschäftsjahr 2008 die operative Ertragskraft erneut. Bereinigt um den Einmaleffekt, der aus ausserordentlichen Abschreibungen im Geschäftssegment Sample Management resultierte, erzielte Tecan eine Betriebsrendite von 15.2 % (2007: 14.6%) und eine Gewinnmarge von 12.9% des Umsatzes (2007: 12.6%). Ohne Einmaleffekt lag das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei CHF 60.1 Mio. (2007: CHF 60.3) und der Gewinn bei CHF 51.0 Mio. (2007: CHF 52.4). Unter Einbeziehung der ausserordentlichen Abschreibungen in Höhe von insgesamt CHF 28.9 Mio. belief sich die Betriebsrendite auf 7.9 % und die Gewinnmarge auf 6.5% des Umsatzes. Das inklusive Einmaleffekt ausgewiesene Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei CHF 31.2 Mio. und der

Gewinn bei CHF 25.6 Mio. Unterstützt durch den Aktienrückkauf, der eine Gewinnverdichtung bewirkte, stieg der Gewinn pro Aktie ohne Einmaleffekt auf CHF 4.67 (effektiv: CHF 2.35; 2007: CHF 4.54).

Der Umsatz lag mit CHF 396.0 Mio. um 4.4 % unter dem des Vorjahrs (2007: CHF 414.4 Mio.). Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf Währungseffekte zurückzuführen, die sich insbesondere auf den Geschäftsgang des ersten Halbjahrs 2008 negativ auswirkten. In Lokalwährungen erzielte Tecan im Berichtsjahr ein Wachstum von 1%.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Tecan hat im Geschäftsjahr 2008 erneut eine hohe operative Ertragskraft erzielt. Im Geschäftssegment Sample Management wurden ausserordentliche Wertberichtigungen erforderlich. Ohne diesen Einmaleffekt haben wir im vierten aufeinander folgenden Geschäftsjahr die Betriebsrendite überproportional zum Umsatz steigern können. Dies zeigt die nachhaltige Wirkung der in den vergangenen Jahren umgesetzten Massnahmen zur Steigerung der operativen Effizienz. Liquid Handling & Robotics, unser wichtigstes Geschäftssegment, entwickelte sich sehr gut. Im strategisch bedeutenden OEM-Geschäft verzeichneten wir ein hohes Wachstum. Besonders erwähnen möchte ich die erfreuliche Dynamik im wiederkehrenden Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen, was unserem Unternehmen eine grössere Stabilität verleiht. Tecan verfügt weiterhin über eine gesunde Bilanz und über ausreichendes Kapital, um die Ziele für zukünftiges internes und externes Wachstum umzusetzen. Für die Herausforderungen, die uns das schwierigere Wirtschaftsumfeld im Jahr 2009 stellen wird, sehen wir uns gerüstet.“

Regionale und produktspezifische Entwicklungen

In Nordamerika erzielte Tecan im Berichtsjahr eine Umsatzzunahme in Lokalwährungen von 3.6% und in Europa von 3.9%. In Asien lag der Umsatz von Tecan in Lokalwährungen 16.8% unter dem Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf einen Basiseffekt zurückzuführen, den eine starke Umsatzerhöhung durch zwei grosse Projekte im Vorjahr bewirkt hatte. Unter Berücksichtigung dieses Effektes konnte das Geschäft weiter ausgebaut werden. Besonders in China, wo Tecan 2008 einen neuen Hauptsitz für die Region Asien-Pazifik eröffnete, entwickelte sich das Geschäft sehr positiv. Das strategisch wichtige OEM-Geschäft sowie das kontinuierliche Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen verzeichneten ein kräftiges Wachstum.

Der Auftragseingang von Tecan erhöhte sich in Lokalwährungen um 8.1% auf CHF 407.6 Mio. (2007: CHF 398.5 Mio.).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Components & Detection

Der Umsatz des Geschäftssegments Components & Detection ging im Geschäftsjahr 2008 in Lokalwährungen um 6.1% zurück und erreichte CHF 100.6 Mio. (2007: CHF 114.4 Mio.). Der Bereich Detection wurde hierbei negativ von Wechselkursentwicklungen beeinflusst, insbesondere vom tiefen Kurs des US-Dollars gegenüber anderen wichtigen Währungen im ersten Halbjahr. Hinzu kam im Bereich Components ein substanzieller Basiseffekt durch aussergewöhnlich hohe Verkäufe von Komponenten im Vorjahr. Des Weiteren wurde das Komponentengeschäft im Berichtsjahr als einziger Bereich von Tecan negativ von der Wirtschaftskrise beeinflusst, was sich insgesamt in einer niedrigeren Nachfrage von Grosskunden niederschlug. Trotz des Umsatzrückgangs konnte Components & Detection das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern steigern. Es erreichte CHF 12.3 Mio., was 11.3 % des Umsatzes entspricht (2007: CHF 11.6 Mio. bzw. 9.3% des Umsatzes).

Liquid Handling & Robotics

Das grösste Geschäftssegment von Tecan, Liquid Handling & Robotics, das im Geschäftsjahr 2008 rund zwei Drittel zum Konzernumsatz beitrug, entwickelte sich weiterhin erfreulich. In Schweizer Franken stieg der Umsatz um 1.1 % auf CHF 265.6 Mio. (2007: 262.6 Mio). In Lokalwährungen nahm er um 7.0 % zu. Einen starken Umsatzzuwachs verzeichnete Liquid Handling & Robotics vor allem im OEM-Geschäft, aber auch im wiederkehrenden Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Serviceleistungen. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern erhöhte sich um 7.2 % auf CHF 61.0 Mio. (2007: CHF 56.9 Mio.). Auch die Betriebsrendite stieg erneut und erreichte im weltweiten Branchenvergleich ein Spitzenniveau von 22.9 % des Umsatzes (2007: 21.5%).

Sample Management

Der Umsatz des Geschäftssegments Sample Management ging im Berichtsjahr um 20.2 % auf CHF 29.9 Mio. zurück (2007: CHF 37.4 Mio.) Für das Geschäftsjahr 2008 wies Sample Management ohne Einmaleffekt einen operativen Betriebsverlust von CHF 5.4 Mio. aus (2007: Betriebsgewinn CHF 0.1 Mio.). Inklusiv ausserordentlicher Wertberichtigungen in Höhe von CHF 28.9 Mio. belief sich der Betriebsverlust des Geschäftssegments auf insgesamt CHF 34.2 Mio. Bei der Entwicklung eines kompakten Lagersystems für die Aufbewahrung biologischer Proben bei -80°C verzeichnete Sample Management einen Rückschlag. Nachdem in der ersten Jahreshälfte

2008 zwei Prototypen intern getestet worden waren, zeigten sich konzeptionelle und technische Schwierigkeiten des komplexen Systems. Die Entwicklung wurde daher vorübergehend gestoppt und hat eine Verzögerung im Wachstum zur Folge. Dies führte zusammen mit einer konservativeren Markt- und Umsatzprognose zu ausserordentlichen Abschreibungen auf den Goodwill und weitere immaterielle Vermögenswerte in Höhe von insgesamt CHF 28.9 Mio. Tecan ist weiterhin vom grossen Marktpotenzial für solche Lagersysteme überzeugt und will die strategischen Vorteile als Gesamtlösungsanbieter zusammen mit Liquid-Handling-Systemen nutzen. Eine neue Entwicklung für -80°C-Kompaktlagersysteme, welche die Erkenntnisse aus den früheren Testbetrieben mit einbezieht, ist in Arbeit.

Zusätzlich arbeitet Sample Management intensiv an der Umsetzung von Massnahmen, um den Umsatz zu steigern und die Ertragskraft zu erhöhen. Im zweiten Halbjahr konnte Sample Management mehrere neue Verträge für Lagersysteme im Umfang von CHF 24.0 Mio. abschliessen. Insgesamt erzielte Sample Management einen gegenüber Vorjahr deutlich höheren Auftragseingang, der am Jahresende bei CHF 41.6 Mio. lag.

Gesunde Bilanz

Tecan verfügt weiterhin über eine hohe Eigenkapitalquote von 48.9% (31.12.2007: 54.7 %). Die Nettoliquidität lag zum Bilanzstichtag bei CHF 33.7 Mio. (31.12.2007: CHF 50.1 Mio.) Beide Kennzahlen erreichten den hohen Wert trotz des Rückkaufs von 969'198 eigenen Aktien im Wert von CHF 55.5 Mio.. Tecan verfügt somit weiterhin über eine sehr gesunde Bilanz und eine günstige Ausgangslage für weiteres internes und externes Wachstum.

Wegen des veränderten Umfelds an den Kapital- und Kreditmärkten hat Tecan entschieden, das im Mai 2008 zum Zweck der Kapitalherabsetzung gestartete Aktienrückkaufprogramm auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange per 4. März 2009 vorzeitig zu beenden und stattdessen zusätzliche Barmittel zur Finanzierung weiteren Wachstums aufzubauen.

Gewinnausschüttung

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 22. April 2009 eine unveränderte Gewinnausschüttung von CHF 0.90 je Aktie vorschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr wird die Gewinnausschüttung ausschliesslich als Dividendenzahlung vorgenommen. Die Dividende wird sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln.

Ausblick

Die Weltwirtschaft befindet sich in einer tiefen Rezession. Viele Branchen verzeichnen drastische Einbrüche des Geschäfts. Die Life-Science-Branche gilt traditionell als weniger konjunkturanfällig. Das makroökonomische Umfeld, mit einer schwachen Weltwirtschaft und einem anhaltend tiefen Kurs des US-Dollars zum Schweizer Franken, stellt jedoch auch für Teile der Life-Science-Branche eine grosse Herausforderung dar. Derzeit geht Tecan davon aus, dass das Unternehmen die Auswirkungen der Wirtschaftskrise abgeschwächt zu spüren bekommen wird. Tecan antizipiert jedoch auch schwierigere Szenarien und wird gegebenenfalls rasch Kostensenkungsmassnahmen einleiten.

Tecan ist inzwischen auf weniger zyklische Märkte ausgerichtet und verfügt über eine breit diversifizierte Kundenbasis. Grosse Pharmaunternehmen haben heute ein kleineres Gewicht am Gesamtumsatz von Tecan als noch vor einigen Jahren. Der Anteil von längerfristig finanzierten Projekten an Universitäten ist gestiegen; das stabilere Diagnostik- und OEM-Geschäft wurde erfolgreich ausgebaut. Ebenso hat Tecan den Anteil an wiederkehrenden Umsätzen mit Verbrauchsmaterialien und dem Servicegeschäft erhöht. Tecan verfügt über eine Nettoliquiditäts-Position und benötigt nur relativ wenig Kapital für weiteres organisches Wachstum.

Für das Geschäftsjahr 2009 geht Tecan von einer nur schwer vorhersehbaren Marktentwicklung aus und gibt aus diesem Grund keine Umsatzprognose ab. Tecan strebt an, den Umsatz in Lokalwährungen mindestens auf dem Niveau des Marktes zu entwickeln. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren deutlich an Stärke gewonnen. Im schwieriger gewordenen Umfeld sieht sich Tecan deshalb in der Lage, zusätzliche Investitionen für weiteres Wachstum zu tätigen. Tecan will 2009 insbesondere in Innovationsprojekte und in den weiteren Ausbau des Vertriebs und der Infrastruktur für die Erschliessung neuer Märkte investieren. Bei einem in Lokalwährungen gleich bleibenden Umsatz erwartet Tecan für 2009 eine Betriebsrendite von 13 bis 14%. Sollte der Umsatz in Lokalwährungen um 10% unter dem Vorjahreswert liegen, geht das Unternehmen von einer Betriebsrendite von 10 bis 11% aus.

Webcast

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2008 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 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 22. April 2009 um 15:00 Uhr (MESZ) in Zürich statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2009 wird am 13. August 2009 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Mit dem Tochterunternehmen REMP (www.remp.com) ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten und diagnostische Laboratorien. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen verfügt sowohl in Nordamerika als auch in Europa über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten und unterhält in 52 Ländern 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
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 2008
 (Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2008	2007	Δin %
Umsatz	396'042	414'400	-4.4%
Herstellkosten der verkauften Produkte	(190'753)	(201'983)	-5.6%
Bruttogewinn	205'289	212'417	-3.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	51.8%	51.3%	
Verkauf und Marketing	(82'084)	(71'683)	14.5%
Forschung und Entwicklung	(41'869)	(41'069)	1.9%
Administration und Verwaltung	(36'721)	(40'525)	-9.4%
Sonstiger Betriebsertrag	817	1'159	-29.5%
Wertminderung Goodwill	(14'241)	-	n.a.
Betriebsergebnis	31'191	60'299	-48.3%
<i>In % des Umsatzes</i>	7.9%	14.6%	
Finanzergebnis	1'301	2'586	-49.7%
Gewinn vor Steuern	32'492	62'885	-48.3%
Ertragssteuern	(6'869)	(10'506)	-34.6%
Gewinn	25'623	52'379	-51.1%
<i>In % des Umsatzes</i>	6.5%	12.6%	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.35	4.54	-48.2%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.33	4.52	-48.5%

Konsolidierte Erfolgsrechnung ohne Wertminderung auf immateriellen Anlagen

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2008 angepasst	2007	Δin %
Umsatz	396'042	414'400	-4.4%
Herstellkosten der verkauften Produkte	(190'753)	(201'983)	-5.6%
Bruttogewinn	205'289	212'417	-3.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	51.8%	51.3%	
Verkauf und Marketing ¹⁾	(69'032)	(71'683)	-3.7%
Forschung und Entwicklung ²⁾	(40'283)	(41'069)	-1.9%
Administration und Verwaltung	(36'721)	(40'525)	-9.4%
Sonstiger Betriebsertrag	817	1'159	-29.5%
Wertminderung Goodwill ³⁾	-	-	n.a.
Betriebsergebnis	60'070	60'299	-0.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	15.2%	14.6%	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	4.67	4.54	2.9%
--	-------------	-------------	-------------

2008 ohne Wertminderung auf

¹⁾ Erworbene Kundenbeziehungen (TCHF 10'452) und Markenname 'REMP' (TCHF 2'600)

²⁾ Erworbene Technologien (TCHF 1'586)

³⁾ Goodwill Sample Management (TCHF 14'241)

Segmentinformation nach Geschäftssegmenten

Umsatz Dritte

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2008	2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Components & Detection	100'638	114'398	-12.0%	-6.1%
Liquid Handling & Robotics	265'551	262'572	1.1%	7.0%
Sample Management	29'853	37'430	-20.2%	-18.8%
Total Umsatz	396'042	414'400	-4.4%	1.0%

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	-	396'042
Umsatz Intersegment	8'792	1'213	2'395	(12'400)	-
Total Umsatz	109'430	266'764	32'248	(12'400)	396'042
Betriebsergebnis vor Werminderungen	12'321	60'974	(5'356)	(7'869)	60'070
<i>In % des Umsatzes</i>	11.3%	22.9%	-16.6%		15.2%
Erfasste Wertminderungen	-	-	(28'879)	-	(28'879)
Betriebsergebnis	12'321	60'974	(34'235)	(7'869)	31'191
<i>In % des Umsatzes</i>	11.3%	22.9%	-106.2%		7.9%

Segmentinformationen 2007

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Sample Management	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	114'398	262'572	37'430	-	414'400
Umsatz Intersegment	9'563	2'060	2'484	(14'107)	-
Total Umsatz	123'961	264'632	39'914	(14'107)	414'400
Betriebsergebnis	11'587	56'884	146	(8'318)	60'299
<i>In % des Umsatzes</i>	9.3%	21.5%	0.4%		14.6%

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2008	2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Europa	187'799	189'216	-0.7%	3.9%
Nordamerika	146'872	154'941	-5.2%	3.6%
Asien	46'913	56'413	-16.8%	-16.8%
Übrige	14'458	13'830	4.5%	8.8%
Total Umsatz	396'042	414'400	-4.4%	1.0%

Auftragseingang

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2008	2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Auftragseingang	407'593	398'525	2.3%	8.1%

Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	31.12.2008	31.12.2007	Δin %
Aktiven			
Umlaufvermögen	237'018	251'693	-5.8%
Anlagevermögen	88'846	122'289	-27.3%
Aktiven	325'864	373'982	-12.9%
Passiven			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	113'840	135'557	-16.0%
Langfristige Verbindlichkeiten	52'838	33'781	56.4%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>166'678</i>	<i>169'338</i>	<i>-1.6%</i>
Eigenkapital	159'186	204'644	-22.2%
Passiven	325'864	373'982	-12.9%

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2008	2007	Δin %
Eigenkapital am 1. Januar	204'644	183'841	11.3%
Gewinn	25'623	52'379	-51.1%
Umrechnungsdifferenzen	(5'234)	(2'076)	152.1%
Dividendenausschüttung	(5'001)	(5'176)	-3.4%
Ausgabe neuer Aktien aufgrund Ausübung von Mitarbeiteroptionen	221	3'812	-94.2%
Nennwertrückzahlung	(4'930)	(5'190)	-5.0%
Kauf und Verkauf eigener Aktien (netto)	(58'909)	(23'590)	149.7%
Recycling eigene Aktien	1'511	-	n.a.
Anteilsbasierte Vergütungen an Mitarbeiter	1'261	644	95.8%
Eigenkapital am 31. Dezember	159'186	204'644	-22.2%

Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Dezember, CHF 1'000	2008	2007	Δin %
Gewinn	25'623	52'379	-51.1%
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	58'929	59'765	-1.4%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(5'667)	(7'346)	-22.9%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(68'604)	(33'686)	103.7%
Umrechnungsdifferenzen	(2'855)	(630)	353.2%
Zunahme flüssiger Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen	(18'197)	18'103	n.a.
Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen für die Zwecke der Geldflussrechnung:			
Am 1. Januar	102'850	84'747	21.4%
Am 31. Dezember	84'653	102'850	-17.7%

Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung
Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2008
(Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2008	H2 2007	Δin %
Umsatz	212'404	218'157	-2.6%
Herstellkosten der verkauften Produkte	(99'097)	(104'648)	-5.3%
Bruttogewinn	113'307	113'509	-0.2%
<i>In % des Umsatzes</i>	53.3%	52.0%	
Verkauf und Marketing	(49'448)	(37'847)	30.7%
Forschung und Entwicklung	(23'131)	(20'386)	13.5%
Administration und Verwaltung	(19'055)	(20'759)	-8.2%
Sonstiger Betriebsertrag	703	951	-26.1%
Wertminderung Goodwill	(14'241)	-	n.a.
Betriebsergebnis	8'135	35'468	-77.1%
<i>In % des Umsatzes</i>	3.8%	16.3%	
Finanzergebnis	1'393	148	841.2%
Gewinn vor Steuern	9'528	35'616	-73.2%
Ertragssteuern	(2'942)	(5'052)	-41.8%
Gewinn	6'586	30'564	-78.5%
<i>In % des Umsatzes</i>	3.1%	14.0%	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	0.64	2.65	-75.8%
--	-------------	-------------	---------------

Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr
ohne Wertminderung auf immateriellen Anlagen

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2008 angepasst	H2 2007	Δin %
Umsatz	212'404	218'157	-2.6%
Herstellkosten der verkauften Produkte	(99'097)	(104'648)	-5.3%
Bruttogewinn	113'307	113'509	-0.2%
<i>In % des Umsatzes</i>	53.3%	52.0%	
Verkauf und Marketing ¹⁾	(36'396)	(37'847)	-3.8%
Forschung und Entwicklung ²⁾	(21'545)	(20'386)	5.7%
Administration und Verwaltung	(19'055)	(20'759)	-8.2%
Sonstiger Betriebsertrag	703	951	-26.1%
Wertminderung Goodwill ³⁾	-	-	n.a.
Betriebsergebnis	37'014	35'468	4.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	17.4%	16.3%	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.96	2.65	11.7%
--	-------------	-------------	--------------

2008 ohne Wertminderung (impairment) auf

¹⁾ Erworbene Kundenbeziehungen (TCHF 10'452) und Markenname 'REMP' (TCHF 2'600)

²⁾ Erworbene Technologien (TCHF 1'586)

³⁾ Goodwill Sample Management (TCHF 14'241)

Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten zweites Halbjahr
Umsatz Dritte zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2008	H2 2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Components & Detection	52'881	59'653	-11.4%	-7.5%
Liquid Handling & Robotics	143'016	139'878	2.2%	6.9%
Sample Management	16'507	18'626	-11.4%	-10.2%
Total Umsatz	212'404	218'157	-2.6%	1.5%

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	-	212'404
Umsatz Intersegment	4'519	566	1'847	(6'932)	-
Total Umsatz	57'400	143'582	18'354	(6'932)	212'404
Betriebsergebnis vor Werminderungen	7'808	34'114	(1'339)	(3'569)	37'014
<i>In % des Umsatzes</i>	13.6%	23.8%	-7.3%		17.4%
Erfasste Wertminderungen	-	-	(28'879)	-	(28'879)
Betriebsergebnis	7'808	34'114	(30'218)	(3'569)	8'135
<i>In % des Umsatzes</i>	13.6%	23.8%	-164.6%		3.8%

Segmentinformationen zweites Halbjahr 2007

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Sample Management	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	59'653	139'878	18'626	-	218'157
Umsatz Intersegment	4'508	721	1'659	(6'888)	-
Total Umsatz	64'161	140'599	20'285	(6'888)	218'157
Betriebsergebnis	6'428	33'742	(985)	(3'717)	35'468
<i>In % des Umsatzes</i>	10.0%	24.0%	-4.9%		16.3%

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden) zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2008	H2 2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Europa	102'614	98'807	3.9%	9.9%
Nordamerika	78'741	80'780	-2.5%	1.3%
Asien	25'614	29'578	-13.4%	-14.0%
Übrige	5'435	8'992	-39.6%	-36.0%
Total Umsatz	212'404	218'157	-2.6%	1.5%

Auftragseingang zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	H2 2008	H2 2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Auftragseingang	220'706	207'665	6.3%	10.4%