

1. Halbjahr 2008: Tecan hält solide Profitabilität

- Erneut hohe Betriebsrendite von 12.6% (H1 2007: 12.7 %); Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von CHF 23.1 Mio. (H1 2007: CHF 24.8 Mio.)
- Gewinnmarge von 10.4% (H1 2007: 11.1 %); Gewinn von CHF 19.0 Mio. (H1 2007: CHF 21.8 Mio.)
- Umsatz von CHF 183.6 Mio. (H1 2007: CHF 196.2 Mio.); Entwicklung stark durch Wechselkurse beeinflusst; leichtes Wachstum in Lokalwährungen
- Auftragseingang von CHF 186.9 Mio. (H1 2007: CHF 190.9 Mio.); in Lokalwährungen Wachstum von 5.4%
- Grösstes Geschäftssegment Liquid Handling & Robotics mit positiver Entwicklung
- Betriebsverlust im Geschäftssegment Sample Management
- Weiterhin gesunde Bilanz

Männedorf, Schweiz, 13. August 2008 – Die Tecan Group (SWX: TECN) weist mit einer Betriebsrendite von 12.6% im ersten Halbjahr 2008 erneut eine sehr gute operative Ertragskraft aus (H1 2007: 12.7%). Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag in den ersten sechs Monaten 2008 bei CHF 23.1 Mio. und somit um 7.1% unter dem der Vorjahresperiode (H1 2007: CHF 24.8 Mio.). Der Gewinn erreichte CHF 19.0 Mio. (H1 2007: CHF 21.8 Mio.). Tecan hielt die Gewinnmarge mit 10.4% des Umsatzes auf einem guten Niveau (H1 2007: 11.1%). Der Umsatz lag mit CHF 183.6 Mio. um 6.4 % unter dem des Vorjahreszeitraums (H1 2007: CHF 196.2 Mio.). In Lokalwährungen erzielte Tecan eine Umsatzerhöhung um 0.3%.

Der leichte Rückgang bei diesen Kenngrössen ist hauptsächlich auf Währungseffekte zurückzuführen. Sie beeinflussten die Entwicklung von Tecan im ersten Semester stark, insbesondere durch die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentiert: „Wir sind zufrieden, dass wir die hohe Profitabilität trotz eines um mehr als 15% abgewerteten US-Dollars praktisch halten konnten. Die Entwicklung unseres grössten Geschäftssegments Liquid Handling & Robotics verlief positiv. Hier konnten wir im ersten Halbjahr in Lokalwährungen um 7% zulegen und das Betriebsergebnis in Schweizer Franken um 16% steigern. Die gute Entwicklung dieses Geschäftssegments wurde durch das hohe zweistellige Wachstum im strategisch wichtigen OEM-Geschäft sowie durch einen weiteren Zuwachs beim Verkauf von Verbrauchsmaterialien und der Servicesparte getragen. Unsere gesteigerten Aktivitäten beginnen sich somit auszubezahlen, und die erfreuliche Entwicklung untermauert unsere Strategie, diese Bereiche weiter auszubauen. Bei den Geschäftsbereichen, die sich nicht wunschgemäss entwickelten, haben wir Massnahmen

ergriffen. Wir sehen unser Ziel, in Lokalwährungen zu wachsen und die operative Profitabilität gegenüber dem Vorjahr zu halten, weiterhin als erreichbar an.“

Unterschiedliche regionale und produktspezifische Entwicklungen

In Nordamerika erzielte Tecan nach einer schwachen Entwicklung in der Vorjahresperiode eine Umsatzzunahme von 6.2% in Lokalwährungen. In Europa ging der Umsatz leicht zurück; die Entwicklung in den einzelnen europäischen Ländern verlief unterschiedlich. In Asien war der Umsatz insgesamt rückläufig. Während er im aufstrebenden Markt China markant zunahm, war er in Japan deutlich niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das für Tecan strategisch wichtige weltweite OEM-Geschäft wuchs kräftig. Auch bei den Verbrauchsmaterialien und dem Servicegeschäft verzeichnete Tecan ein hohes Umsatzwachstum.

Wesentlich bedingt durch Währungseffekte ging der Auftragseingang im ersten Halbjahr um 2.1% auf CHF 186.9 Mio. zurück (H1 2007: CHF 190.9 Mio.). In Lokalwährungen erzielte Tecan beim Auftragseingang ein Wachstum von 5.4%.

Hohe Ertragskraft

Im ersten Halbjahr 2008 erreichte Tecan erneut eine sehr gute Profitabilität. Die Betriebsrendite blieb mit 12.6% vom Umsatz fast auf dem Wert des Vorjahres (H1 2007: 12.7%). Der Rückgang des Betriebsergebnisses um 7.1% auf CHF 23.1 Mio. ist hauptsächlich auf Währungseinflüsse und einen Betriebsverlust im Geschäftsbereich Sample Management zurückzuführen. Der negative Wechselkurseinfluss auf das Betriebsergebnis von Tecan lag bei CHF 5.9 Mio. Durch höhere Margen und Ausgabendisziplin konnte Tecan jedoch CHF 4.2 Mio. hiervon kompensieren und die Differenz zum Vorjahreswert auf CHF -1.7 Mio. limitieren. Im grössten Geschäftssegment, Liquid Handling & Robotics, wurde die hohe Betriebsrendite nochmals gesteigert.

Bedingt durch das tiefere Betriebsergebnis und ein um CHF 2.5 Mio. niedrigeres Finanzergebnis, lag der Halbjahresgewinn von Tecan mit CHF 19.0 Mio. um 12.7% unter dem Vergleichswert von 2007 (H1 2007: 21.8 Mio.). Gegenüber dem Rekordwert im ersten Halbjahr 2007 fiel der Gewinn pro Aktie mit CHF 1.71 niedriger aus (H1 2007: CHF 1.89).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Components & Detection

Der Umsatz des Geschäftssegments Components & Detection ging im ersten Halbjahr 2008 um 12.8% auf CHF 47.8 Mio. zurück (H1 2007: CHF 54.7 Mio.). Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus der höheren Anfälligkeit bezüglich Wechselkursschwankungen des US-Dollars und einer verstärkten Konkurrenz durch Anbieter, die in den USA produzieren und von den Währungsvorteilen profitieren. Dazu kommt ein substanzieller Basiseffekt durch aussergewöhnlich hohe Komponentenverkäufe im Vorjahressemester. In Lokalwährungen sank der Umsatz um 4.8%. Trotz des rückläufigen Umsatzes konnte Components & Detection die Betriebsrendite von 8.6% im Vorjahreszeitraum auf 8.7% des Umsatzes leicht steigern. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit CHF 4.5 Mio. um 12.5% unter dem des ersten Halbjahrs 2007 (H1 2007: CHF 5.2 Mio.).

Liquid Handling & Robotics

Das grösste Geschäftssegment von Tecan, Liquid Handling & Robotics, das im ersten Halbjahr 2008 rund zwei Drittel des Konzernumsatzes generierte, hat sich erfreulich entwickelt. In Schweizer Franken blieb der Umsatz bei CHF 122.5 Mio. nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum. In Lokalwährungen nahm er um 7% zu. Starke Umsatzzuwächse verzeichnete Liquid Handling & Robotics vor allem im OEM-Geschäft, bei den Verbrauchsmaterialien und in der Servicesparte. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern konnte um 16% auf CHF 26.9 Mio. (H1 2007: CHF 23.1 Mio.) gesteigert werden. Die Betriebsrendite erreichte im weltweiten Branchenvergleich ein Spitzenniveau von 21.8% des Umsatzes (H1 2007: 18.7%). Darin zeigt sich der nachhaltige Effekt der Massnahmen zur Steigerung der operativen Effizienz, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden. Der Auftragseingang in Schweizer Franken lag deutlich höher als im Vorjahressemester; in Lokalwährungen wuchs er im zweistelligen Bereich.

Sample Management

Der Umsatz des Geschäftssegments Sample Management sank in den ersten sechs Monaten 2008 von CHF 18.8 Mio. um 29% (27.5% in Lokalwährungen) auf CHF 13.3 Mio. Nach einem Betriebsergebnis von CHF 1.1 Mio. in der Vorjahresperiode wies Sample Management für das erste Halbjahr 2008 einen Betriebsverlust von CHF 4.0 Mio. aus. Die unbefriedigende Entwicklung ist auf eine weiterhin angespannte Marktsituation bei Grosslagersystemen, die verzögerte Markteinführung des innovativen Lagersystems Sample Safe® und damit verbundene hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Sample Management hat Massnahmen eingeleitet, um den Umsatz zu steigern und die Ertragskraft zu verbessern. Dazu gehören eine intensivierete Marktbearbeitung, verstärktes Projektmanagement und erhöhte Anstrengungen zur Kostensenkung.

Das Geschäftssegment wird seit 1. Juli 2008 von Domingo Messerli geleitet, einer Führungspersönlichkeit mit internationaler Branchenerfahrung.

Anfang Juli, nach Abschluss der Berichtsperiode, schloss Sample Management einen ausstehenden Auftrag für eine Grossanlage mit einem führenden europäischen Pharmaunternehmen im Wert von über 5 Millionen Schweizer Franken ab. Dieser Betrag ist nicht im Umsatz oder Auftragseingang des ersten Halbjahres enthalten.

Gesunde Bilanz – hohe Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote stieg erneut an und lag zum 30. Juni 2008 bei 54.7% (30.6.2007: 53.3%). Tecan erreichte die höhere Eigenkapitalquote trotz des Rückkaufs von über 350'000 eigenen Aktien im ersten Halbjahr 2008. Die Nettoliquidität lag zum Stichtag bei CHF 29.6 Mio. (30.6.2007: CHF 33.3 Mio.). Tecan verfügt damit weiterhin über eine gesunde Bilanz. Die an der Generalversammlung vom 23. April 2008 beschlossene Kapitalherabsetzung und die Nennwertrückzahlung von CHF 0.45 pro Aktie wurden am 18. Juli 2008 vorgenommen. Der Nennwert der Namenaktie beträgt nun CHF 0.10 pro Aktie.

Ausblick

Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres geht Tecan von einem anhaltend tiefen Kurs des US-Dollars zum Schweizer Franken aus. Die Umsatzentwicklung wird dadurch auch im zweiten Halbjahr 2008 negativ beeinflusst werden. Tecan will die verfolgte Strategie für langfristiges Wachstum weiter umsetzen und dafür die Produktinnovation sowie die Erschliessung neuer geographischer Märkte und Kundensegmente vorantreiben. Um die hohe Profitabilität zu halten, setzt Tecan kontinuierlich weitere Massnahmen zur Effizienzsteigerung um und behält eine strikte Kostendisziplin bei. Sollten sich die gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen nicht weiter verschärfen, erachtet Tecan auf Basis des soliden Auftragseingangs und der guten Projektpipeline ein Wachstum in Lokalwährungen bei unveränderter operativer Profitabilität zum Vorjahr weiterhin als erreichbar.

Webcast

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2008 werden heute um 10:00 Uhr (MEZ) in einer Telefonkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation mittels Audio-Webcast live auf www.tecan.com mitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Teilnehmer aus Europa: +41 91 610 5600 oder +44 207 107 0611 (UK)

Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 866 291 4166

Die Einwahl sollte möglichst 10 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

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. Im Jahr 2007 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 414,4 Mio. (USD 345.3 Mio.; EUR 252.7 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der Schweizer Börse SWX 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
Konsolidierter Zwischenabschluss per 30. Juni 2008
(Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2008	2007	Δin %
Umsatz	183'638	196'243	-6.4%
Herstellkosten der verkauften Produkte	-91'655	-97'335	-5.8%
Bruttogewinn	91'983	98,908	-7.0%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>50.1%</i>	<i>50.4%</i>	
Verkauf und Marketing	-32'636	-33'836	-3.5%
Forschung und Entwicklung	-18'738	-20'683	-9.4%
Administration und Verwaltung	-17'667	-19'766	-10.6%
Sonstiger Betriebsertrag	114	208	-45.2%
Betriebsergebnis	23'056	24'831	-7.1%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>12.6%</i>	<i>12.7%</i>	
Finanzergebnis	-92	2'438	n.a.
Gewinn vor Steuern	22'964	27'269	-15.8%
Ertragssteuern	-3'927	-5'454	-28.0%
Gewinn	19'037	21'815	-12.7%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>10.4%</i>	<i>11.1%</i>	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	1.71	1.89	-9.5%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	1.71	1.88	-9.0%

Auftragseingang

Januar bis Juni, CHF 1'000	2008	2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Auftragseingang	186'885	190'861	-2.1%	5.4%

Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

Umsatz Dritte	2008	2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Januar bis Juni, CHF 1'000				
Components & Detection	47'757	54'745	-12.8%	-4.8%
Liquid Handling & Robotics	122'535	122'694	-0.1%	7.0%
Sample Management	13'346	18'804	-29.0%	-27.5%
Total Umsatz	183'638	196'243	-6.4%	0.3%

Segmentinformationen 2008	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Sample Management	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Januar bis Juni, CHF 1'000					
Umsatz Dritte	47'757	122'535	13'346	-	183'638
Umsatz Intersegment	4'273	646	549	-5'468	-
Total Umsatz	52'030	123'181	13'895	-5'468	183'638
Betriebsergebnis	4'512	26'861	-4,017	-4'300	23'056
<i>In % des Umsatzes</i>	8.7%	21.8%	-28.9%	n.a.	12.6%

Segmentinformationen 2007	Components & Detection	Liquid Handling & Robotics	Sample Management	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Januar bis Juni, CHF 1'000					
Umsatz Dritte	54'745	122'694	18'804	-	196'243
Umsatz Intersegment	5'055	1'339	825	-7'219	-
Total Umsatz	59'800	124'033	19'629	-7'219	196'243
Betriebsergebnis	5'159	23'142	1'131	-4,601	24,831
<i>In % des Umsatzes</i>	8.6%	18.7%	5.8%	n.a.	12.7%

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

	2008	2007	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Januar bis Juni, CHF 1'000				
Amerika	68'131	74'161	-8.1%	6.2%
Europa	85'185	90'409	-5.8%	-2.8%
Asien	21'299	26'835	-20.6%	-19.7%
Übrige	9'023	4'838	86.5%	89.9%
Total Umsatz	183'638	196'243	-6.4%	0.3%

Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	30.06.2008	31.12.2007	Δ in %
Aktien			
Umlaufvermögen	233'471	251'693	-7.2%
Anlagevermögen	118'417	122'289	-3.2%
Aktiven	351'888	373'982	-5.9%
Passiven			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	101'012	135'557	-25.5%
Langfristige Verbindlichkeiten	58'380	33'781	72.8%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>159'392</i>	<i>169'338</i>	<i>-5.9%</i>
Eigenkapital	192'496	204'644	-5.9%
Passiven	351'888	373'982	-5.9%

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Juni, CHF 1'000	2008	2007	Δ in %
Eigenkapital am 1. Januar	204'644	183'841	11.3%
Gewinn	19'037	21'815	-12.7%
Umrechnungsdifferenzen	-4'304	849	n.a.
Dividendenausschüttung	-5'003	-5'176	-3.3%
Ausgabe neuer Aktien aufgrund der Ausübung von Mitarbeiteroptionen	212	3'630	-94.2%
Anteilsbasierte Vergütung an Mitarbeiter	551	280	96.8%
Veränderung der eigenen Aktien	-22'641	-7'065	220.5%
Eigenkapital am 30. Juni	192'496	198'174	-2.9%

Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2008	2007	Δ in %
Gewinn	19'037	21'815	-12.7%
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	11'176	15'282	-26.9%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	-1'842	-2'658	-30.7%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-29'758	-11'119	167.6%
Umrechnungsdifferenzen	-2'077	724	n.a.
Abnahme/Zunahme flüssiger Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen	-22'501	2'229	n.a.
Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen für die Zwecke der Geldflussrechnung:			
Am 1. Januar	102'850	84'747	21.4%
Am 30. Juni	80'349	86'976	-7.6%