

# ZWISCHENABSCHLUSS 2008

---

ERSTES HALBJAHR

## Inhalt

- 3 Brief an die Aktionäre
- 7 Konsolidierte Bilanz
- 8 Konsolidierte Erfolgsrechnung
- 9 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
- 10 Konsolidierte Geldflussrechnung
- 11 Anhang zum konsolidierten Zwischenabschluss

## Über Tecan

Tecan 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 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 über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und Nordamerika. In 52 Ländern unterhält Tecan ein Vertriebs- und Servicenetz.

## Vision

Tecan ist mit exzellenten Lösungen im Bereich hochmoderner Workflow-Anwendungen der bevorzugte Lieferant für weltweit führende Life-Science-Unternehmen und Labore. Tecan wird in jedem Labor zu finden sein.

## Mission

Wir möchten unsere Kunden begeistern und ihre Erwartungen übertreffen, um branchenweit die höchste Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu erreichen. Wir möchten die Lebensqualität der Menschen verbessern, indem wir es unseren Kunden ermöglichen, die Welt und unsere Gesellschaft gesünder und sicherer zu machen. Wir möchten kontinuierlichen und nachhaltigen Unternehmenswert schaffen und ein erstklassiger Arbeitgeber in unserer Branche werden.

# Aktionärsbrief

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Tecan weist für das erste Halbjahr 2008 erneut eine sehr gute operative Ertragskraft aus. Betriebsrendite und Gewinnmarge erreichten annähernd das hohe Niveau des Vorjahreszeitraums. Ein Rückgang des Betriebsergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie des Gewinns ist hauptsächlich auf ungünstige Währungseffekte und einen Betriebsverlust im Geschäftssegment Sample Management zurückzuführen. Die Wechselkursentwicklungen beeinflussten den Umsatz von Tecan im ersten Semester negativ, insbesondere durch die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken. In Lokalwährungen erzielte Tecan ein leichtes Wachstum. Tecan verfügt weiterhin über eine gesunde Bilanz und hat im ersten Halbjahr 2008 in strategisch wichtigen Bereichen wiederum grosse Fortschritte erzielt.

Innovation ist für Tecan von zentraler Bedeutung. In der ersten Jahreshälfte führten wir verschiedene innovative Produkte, Applikationen und Erweiterungen unseres Gesamtangebots im Markt ein. Dazu gehören Instrumente aus unterschiedlichen Geschäftssegmenten, Komponenten sowie Software und Module, welche die Leistungsfähigkeit der Anwendungen weiter verbessern. Auch bei den Verbrauchsmaterialien lancierten wir verschiedene Neuerungen. Verbrauchsmaterialien bilden zusammen mit den Instrumenten und der Software einen zunehmend wichtigen Bestandteil einer Gesamtlösung. Für die zweite Jahreshälfte ist die Einführung weiterer Produkte und Applikationen geplant, die einen wesentlichen Beitrag zur zukünftigen Umsatzentwicklung leisten sollen.

Tecan hat das Servicegeschäft noch stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet und unter der Marke Te-Care™ neu strukturiert. Serviceangebote sind nun klarer definiert und stehen global standardisiert in drei verschiedenen Varianten zur Verfügung. Seit 1. Juli 2008 ist die Servicesparte des Geschäftssegments Sample Management in die Service-Einheit von Tecan integriert, um den Kunden einen zentralen Ansprechpartner für alle Bereiche anzubieten.

Auch bei strategisch bedeutenden Kooperationen haben wir grosse Fortschritte erzielt. Die vor rund einem Jahr gestartete Kooperation mit Applied Biosystems entwickelt sich erfreulich. Gemeinsam beliefern wir den Forensik-Markt im Bereich

«Human Identification» mit einem hoch automatisierten integrierten Gesamtsystem für die Verarbeitung von DNA-Proben. Das Angebot findet im Markt eine breite Akzeptanz. In unserer Zusammenarbeit mit der Monash University in Australien nahm das vollautomatisierte Produktionssystem für monoklonale Antikörper, das wir gemeinsam entwickelten, erfolgreich den Betrieb auf. Das neue System gehört zu den weltweit grössten und modernsten. Es beliefert nun internationale Forschungsinstitutionen und Pharmakonzerne mit monoklonalen Antikörpern in der geforderten hohen Qualität und trägt dazu bei, die bestehenden Engpässe in der Antikörperproduktion abzubauen.

Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie baut Tecan das Geschäft mit OEM-Kunden

zügig aus. Dies hat sich im ersten Halbjahr 2008 positiv auf die Finanzzahlen ausgewirkt. Verschiedene Projekte, die Tecan in den letzten Jahren entwickelte, generieren nun erstmals Umsätze. Tecan konnte das Geschäft mit bestehenden Kunden verlängern und ausbauen. Die Pipeline mit neuen potenziellen Projekten ist gut gefüllt, was Möglichkeiten für langfristiges Wachstum im OEM-Bereich schafft. Die positive Entwicklung untermauert unsere Strategie, das OEM-Geschäft mit hoher Priorität weiter auszubauen.

Auch aus dem regulatorischen Bereich gibt es gute Nachrichten. In jüngster Zeit hat Tecan wichtige Prüfungen der Food and Drug Administration (FDA) der USA sowie der State Food and Drug Administration (SFDA) der Volksrepublik China

## Kennzahlen 1. Halbjahr

CHF Mio.	2006	2007	2008	▲07/08
Umsatz	200.7	196.2	183.6	-6.4%
Bruttogewinn	94.0	99.0	92.0	-7.0%
in % vom Umsatz	46.8%	50.4%	50.1%	
Forschung & Entwicklung	19.7	20.7	18.7	-9.4%
in % vom Umsatz	9.8%	10.5%	10.2%	
Betriebskosten	70.8	74.1	68.9	-7.0%
in % vom Umsatz	35.3%	37.7%	37.5%	
Betriebsergebnis/EBIT	23.1	24.8	23.1	-7.1%
in % vom Umsatz	11.5%	12.7%	12.6%	
Gewinn	17.6	21.8	19.0	-12.7%
in % vom Umsatz	8.8%	11.1%	10.4%	
Gewinn pro Aktie (CHF)	1.54	1.89	1.71	-9.5%

erfolgreich bestanden. Die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Auflagen und Anforderungen sind für diagnostische Testverfahren von höchster Bedeutung und eine Grundvoraussetzung für unser Geschäft.

#### **Umsatzentwicklung von Währungseinflüssen geprägt**

Unter dem Einfluss ungünstiger Währungsentwicklungen, insbesondere durch die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, ging der Umsatz von Tecan gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6.4% zurück. Er belief sich auf CHF 183.6 Mio. (H1 2007: CHF 196.2 Mio.). In Lokalwährungen erreichte Tecan eine Umsatzerhöhung um 0.3%.

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 Wachstum.

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 Auftrags- eingang ein Wachstum von 5.4%.

#### **Hohe Ertragskraft**

Mit einer Betriebsrendite von 12.6% im ersten Halbjahr 2008 weist Tecan erneut eine gute operative Ertragskraft aus (H1 2007: 12.7%). Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag in den ersten sechs Monaten 2008 mit CHF 23.1 Mio. um 7.1% unter dem der Vorjahresperiode (H1 2007: CHF 24.8 Mio.). Der Rückgang ist hauptsächlich auf die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken und einen Betriebsverlust im Geschäftssegment 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 kom-

pensieren 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.). Tecan hielt die Gewinnmarge mit 10.4% des Umsatzes auf einem guten Niveau (H1 2007: 11.1%). 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

«Tecan weist für das erste Halbjahr 2008 erneut eine sehr gute operative Ertragskraft aus.»



**Mike Baronian**  
Präsident des Verwaltungsrats

**Thomas Bachmann**  
Chief Executive Officer

von den Währungsvorteilen profitieren. Dazu kommt ein substanzieller Basiseffekt durch aussergewöhnlich hohe Komponentenverkäufe im Vorjahressementer. 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, beim Verkauf von Verbrauchsmaterialien und in der Service-sparte. 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 Vorjahressementer; 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 Gross-lagersystemen, 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**

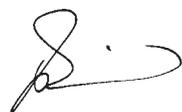
Die Eigenkapitalquote stieg erneut an und lag zum 30. Juni 2008 bei 54.7%

(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 gehen wir von einem anhaltend tiefen Kurs des US-Dollars zum Schweizer Franken aus. Die Umsatzentwicklung wird dadurch auch im zweiten Halbjahr 2008 negativ beeinflusst werden. Wir wollen 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 weitere Massnahmen zur Effizienzsteigerung um und behält eine strikte Kostendisziplin bei. Sollten sich die gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen nicht weiter verschärfen, erachten wir auf Basis des soliden Auftragseingangs und der guten Projektpipeline ein Wachstum in Lokalwährungen bei unveränderter operativer Profitabilität zum Vorjahr weiterhin als erreichbar.

Männedorf, 13. August 2008



**Mike Baronian**  
Präsident des Verwaltungsrats



**Thomas Bachmann**  
Chief Executive Officer

## Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	Anmerkungen	31.12.2007	30.6.2008
<b>Aktiven</b>			
Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen		102'850	85'396
Derivate		3'281	5'096
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		87'285	80'968
Sonstige Forderungen		12'187	12'888
Vorräte		37'488	43'363
Guthaben aus laufenden Ertragssteuern		5'788	742
Aktive Rechnungsabgrenzungen		2'814	5'018
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>251'693</b>	<b>233'471</b>
Langfristige Finanzanlagen		1'674	1'732
Sachanlagen		22'106	20'587
Immaterielle Anlagen		84'450	83'198
Latente Steuerguthaben		14'059	12'900
<b>Anlagevermögen</b>		<b>122'289</b>	<b>118'417</b>
<b>Aktiven</b>		<b>373'982</b>	<b>351'888</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Derivate		37'682	15'667
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9'542	9'979
Sonstige Verbindlichkeiten		11'400	10'652
Vorauszahlungen und Umsatzabgrenzung		20'535	22'488
Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragssteuern		10'274	3'106
Passive Rechnungsabgrenzungen		33'393	26'278
Kurzfristige Rückstellungen		12'731	12'842
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>135'557</b>	<b>101'012</b>
Langfristige Bankkredite		15'246	40'253
Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses		6'465	6'352
Langfristige Rückstellungen		3'089	3'053
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten		609	528
Latente Steuerschulden		8'372	8'194
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>33'781</b>	<b>58'380</b>
Aktienkapital		6'643	6'645
Kapitalreserven		14'191	14'401
Eigene Aktien		(41'697)	(64'338)
Bilanzgewinn		238'455	253'040
Umrechnungsdifferenzen		(12'948)	(17'252)
<b>Eigenkapital</b>	<b>5</b>	<b>204'644</b>	<b>192'496</b>
<b>Passiven</b>		<b>373'982</b>	<b>351'888</b>

## Konsolidierte Erfolgsrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	Anmerkungen	2007	2008
<b>Umsatz</b>	<b>7</b>	<b>196'243</b>	<b>183'638</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte		(97'335)	(91'655)
<b>Bruttogewinn</b>		<b>98'908</b>	<b>91'983</b>
Verkauf und Marketing		(33'836)	(32'636)
Forschung und Entwicklung		(20'683)	(18'738)
Administration und Verwaltung		(19'766)	(17'667)
Sonstiger Betriebsertrag		208	114
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>24'831</b>	<b>23'056</b>
Finanzertrag		2'257	1'098
Finanzaufwand		(1'079)	(533)
Währungsgewinne/(-verluste)		1'260	(657)
<b>Finanzergebnis</b>		<b>2'438</b>	<b>(92)</b>
<b>Gewinn vor Steuern</b>		<b>27'269</b>	<b>22'964</b>
Ertragssteuern		(5'454)	(3'927)
<b>Gewinn</b>		<b>21'815</b>	<b>19'037</b>
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		1.89	1.71
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)		1.88	1.71

## Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Juni, CHF 1'000	Aktienkapital	Kapitalreserven	Eigene Aktien	Bilanzgewinn	Umrechnungsdifferenzen	Eigenkapital
Eigenkapital am 1. Januar 2007	12'006	8'718	(16'619)	190'608	(10'872)	183'841
Gewinn	-	-	-	21'815	-	21'815
Umrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	849	849
<b>Summe der im Berichtsjahr erfassten Ertrags- und Aufwandspositionen</b>						<b>22'664</b>
Dividendenausschüttung	-	-	-	(5'176)	-	(5'176)
Ausgabe neuer Aktien aufgrund der Ausübung von Mitarbeiteroptionen	69	3'561	-	-	-	3'630
Anteilsbasierte Vergütung an Mitarbeiter	-	-	-	280	-	280
Veränderung der eigenen Aktien, netto	-	-	(7'065)	-	-	(7'065)
<b>Eigenkapital am 30. Juni 2007</b>	<b>12'075</b>	<b>12'279</b>	<b>(23'684)</b>	<b>207'527</b>	<b>(10'023)</b>	<b>198'174</b>
Eigenkapital am 1. Januar 2008	6'643	14'191	(41'697)	238'455	(12'948)	204'644
Gewinn	-	-	-	19'037	-	19'037
Umrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	(4'304)	(4'304)
<b>Summe der im Berichtsjahr erfassten Ertrags- und Aufwandspositionen</b>						<b>14'733</b>
Dividendenausschüttung <sup>1)</sup>	-	-	-	(5'003)	-	(5'003)
Ausgabe neuer Aktien aufgrund der Ausübung von Mitarbeiteroptionen	2	210	-	-	-	212
Anteilsbasierte Vergütung an Mitarbeiter	-	-	-	551	-	551
Veränderung der eigenen Aktien, netto	-	-	(22'641)	-	-	(22'641)
<b>Eigenkapital am 30. Juni 2008</b>	<b>6'645</b>	<b>14'401</b>	<b>(64'338)</b>	<b>253'040</b>	<b>(17'252)</b>	<b>192'496</b>

<sup>1)</sup> 2008: CHF 0.45 je Aktie für 11'117'437 dividendenberechtigte Aktien

Mit Ausnahme von Umrechnungsdifferenzen wurden keine weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen direkt im Eigenkapital erfasst.

## Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2007	2008
Gewinn	21'815	19'037
<i>Anpassungen für:</i>		
Abschreibungen	5'832	5'804
Veränderung der Rückstellungen und Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	1'535	705
Finanzergebnis	(2'438)	92
Ertragssteuern	5'454	3'927
Sonstige nicht geldwirksame Posten	946	240
<i>Veränderung des Umlaufvermögens:</i>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10'004	2'344
Vorräte	(2'400)	(8'577)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(456)	630
Veränderungen des sonstigen Umlaufvermögens, netto	(16'844)	(7'071)
Bezahlte Ertragssteuern	(8'166)	(5'955)
<b>Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>15'282</b>	<b>11'176</b>
Erhaltene Zinsen	1'724	1'023
Kauf von Sachanlagen	(3'505)	(2'285)
Verkauf von Sachanlagen	-	10
Kauf von immateriellen Anlagen	(877)	(590)
<b>Geldabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>(2'658)</b>	<b>(1'842)</b>
Ausgabe neuer Aktien aufgrund der Ausübung von Mitarbeiteroptionen	3'630	212
Dividendenausschüttung	(5'176)	(5'003)
Kauf eigener Aktien	(7'065)	(22'641)
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten	307	(145)
Aufnahme von Bankkrediten	334	341
Rückzahlung von Bankkrediten	(2'095)	(2'000)
Bezahlte Zinsen	(1'054)	(522)
<b>Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(11'119)</b>	<b>(29'758)</b>
Umrechnungsdifferenzen	724	(2'077)
<b>Zunahme/(Abnahme) flüssiger Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen</b>	<b>2'229</b>	<b>(22'501)</b>
Stand am 1. Januar	84'747	102'850
<b>Stand am 30. Juni</b>	<b>86'976</b>	<b>80'349</b>
<i>Die flüssigen Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen beinhalten für die Zwecke der Geldflussrechnung:</i>		
Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen gemäss Bilanz	97'816	85'396
./. Kontokorrentkredite im Rahmen von Bank-Pooling-Vereinbarungen	(10'840)	(5'047)
<b>= Flüssige Mittel, Festgeld- und Geldmarktanlagen für die Zwecke der Geldflussrechnung</b>	<b>86'976</b>	<b>80'349</b>

## Anhang zum konsolidierten Zwischenabschluss

### 1 Einleitung

Dieser ungeprüfte Abschluss ist der konsolidierte Zwischenabschluss der Tecan Group AG, einer in der Schweiz eingetragenen Gesellschaft, und ihrer Tochtergesellschaften (zusammen als ‚Gruppe‘ bezeichnet) für das erste Halbjahr 2008. Die Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik und ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Mit dem Tochterunternehmen REMP ist die Gruppe Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten und diagnostische Laboratorien. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und Nordamerika und unterhält ein Vertriebs- und Servicenetz in 52 Ländern.

Der konsolidierte Zwischenabschluss wurde am 30. Juli 2008 zur Veröffentlichung freigegeben.

### 2 Grundsätze der Rechnungslegung

#### 2.1 Grundlagen der Ausarbeitung

Der konsolidierte Zwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit IAS 34 «Zwischenberichterstattung» erstellt und sollte in Verbindung mit der konsolidierten Jahresrechnung der Gruppe gelesen werden, da er eine Aktualisierung früher veröffentlichter Informationen darstellt.

Die Erstellung dieses konsolidierten Zwischenabschlusses verlangt vom Management, Annahmen und Einschätzungen zu treffen, welche die ausgewiesenen Erträge, Aufwendungen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung beeinflussen. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt derartige Annahmen und Einschätzungen von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen, werden die ursprünglichen Annahmen und Einschätzungen in jenem Berichtszeitraum entsprechend angepasst, in dem sich die Gegebenheiten geändert haben.

Die Ertragssteuern werden basierend auf der bestmöglichen Schätzung des für das ganze Geschäftsjahr erwarteten gewichteten Durchschnittsteuersatzes berechnet. Der für das Jahr 2008 verwendete geschätzte durchschnittliche Steuersatz beträgt 17.1% (für das erste Halbjahr 2007 wurde ein geschätzter Steuersatz für das Gesamtjahr von 20.0% zugrunde gelegt).

Die Gruppe ist in Geschäftsbereichen tätig, in denen der Gesamtumsatz keine bedeutenden saisonalen oder zyklischen Schwankungen innerhalb des Geschäftsjahres aufweist.

#### 2.2 Einführung neuer und überarbeiteter Rechnungslegungsstandards und Ausführungsbestimmungen

Die dem Zwischenabschluss zugrunde liegenden Grundsätze der Rechnungslegung entsprechen den Grundsätzen der Rechnungslegung, die der konsolidierten Jahresrechnung per 31. Dezember 2007 zugrunde lagen, mit Ausnahme der Einführung der folgenden neuen Ausführungsbestimmungen, gültig ab 1. Januar 2008: IFRIC 11, 12 und 14.

Die Einführung dieser Änderungen hat bei der Gruppe zu keinen bedeutenden Anpassungen der Grundsätze der Rechnungslegung geführt.

#### 2.3 Bislang noch nicht angewandte Standards und Ausführungsbestimmungen

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Ausführungsbestimmungen wurden bereits publiziert, sind aber noch nicht in Kraft getreten und werden in diesem konsolidierten Abschluss nicht berücksichtigt:

Standard/Ausführungsbestimmung <sup>*)</sup>	Von der Gruppe anzuwenden ab
IFRS 2 (ergänzt) «Aktienbasierte Vergütung – Ausübungsbedingungen und vorzeitige Beendigung»	1. Januar 2009
IFRS 8 «Geschäftssegmente»	1. Januar 2009
IAS 1 (überarbeitet) «Darstellung des Abschlusses»	1. Januar 2009
IAS 23 (überarbeitet) «Fremdkapitalkosten»	1. Januar 2009
IAS 32 (ergänzt): «Finanzinstrumente: Darstellung» und IAS 1 (ergänzt) «Darstellung des Abschlusses» – Kündbare Finanzinstrumente und Zahlungsverpflichtungen im Fall der Liquidation	1. Januar 2009
Verbesserungen der IFRS	1. Januar 2009
IFRIC 13 «Kundenbindungsprogramme»	1. Januar 2009
IFRS 3 (überarbeitet) «Unternehmenszusammenschlüsse» und IAS 27 (ergänzt) «Konzern- und separate Einzelabschlüsse nach IFRS»	1. Januar 2010

<sup>\*)</sup> IAS = International Accounting Standard, IFRS = International Financial Reporting Standard, IFRIC = International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRS 8 «Geschäftssegmente» wird Änderungen bei der Offenlegung der Segmentinformationen nach sich ziehen. Alle sonstigen Änderungen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den konsolidierten Abschluss haben.

### 3 Änderungen im Konsolidierungskreis (Akquisitionen)

In den Jahren 2007 und 2008 gab es keine Änderungen im Konsolidierungskreis der Gruppe.

### 4 Umrechnungskurse der wichtigsten Währungen

		Bilanz (Schlusskurse)		Erfolgsrechnung (Durchschnittskurse Januar bis Juni)	
		31.12.2007	30.6.2008	2007	2008
CHF					
EUR	1	1.65	1.60	1.63	1.60
USD	1	1.13	1.02	1.23	1.04

### 5 Eigenkapital und Mitarbeiteroptionen

#### 5.1 Herabsetzung des Nennwerts

Die Generalversammlung genehmigte am 23. April 2008 eine Ausschüttung für 2007 von CHF 0.90 je Aktie. Diese Zahlung umfasst eine reguläre Dividende in der Höhe von CHF 0.45 sowie weitere CHF 0.45 in Form einer Herabsetzung des Nennwerts je Aktie von CHF 0.55 auf CHF 0.1. Die Nennwertrückzahlung wurde im Juli 2008 vorgenommen.

#### 5.2 Veränderung der ausstehenden Aktien

Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.55)	Ausgaben Aktien	Eigene Aktien	Ausstehende Aktien
Stand am 1. Januar 2007	12'005'607	(461'730)	11'543'877
Ausgabe neuer Aktien aus dem bedingtem Aktienkapital (Mitarbeiterbeteiligungsprogramm)	69'167	-	69'167
Kauf eigener Aktien	-	(81'333)	(81'333)
<b>Stand am 30. Juni 2007</b>	<b>12'074'774</b>	<b>(543'063)</b>	<b>11'531'711</b>
Stand am 1. Januar 2008	12'078'381	(772'900)	11'305'481
Ausgabe neuer Aktien aus dem bedingten Aktienkapital (Mitarbeiterbeteiligungsprogramm)	4'210	-	4'210
Kauf eigener Aktien	-	(353'010)	(353'010)
<b>Stand am 30. Juni 2008</b>	<b>12'082'591</b>	<b>(1'125'910)</b>	<b>10'956'681</b>

Die Gruppe hat das am 9. Januar 2007 gestartete Aktienrückkaufprogramm auf der ersten Handelslinie an der SWX Swiss Exchange am 13. Mai 2008 abgeschlossen. Insgesamt wurden innerhalb dieses Programms 627'287 Aktien zurückgekauft.

Wie von der Generalversammlung am 23. April 2008 beschlossen, hat die Gruppe am 16. Mai 2008 ein neues Aktienrückkaufprogramm auf einer zweiten Handelslinie an der SWX Swiss Exchange begonnen. Diese Aktien werden später vernichtet und das Aktienkapital entsprechend herabgesetzt. Der Umfang des Programms wurde auf maximal 10% des Aktienkapitals festgelegt.

#### 5.3 Genehmigtes Aktienkapital

Die Aktionäre haben der Verlängerung des 2006 geschaffenen genehmigten Kapitals um zwei Jahre sowie dessen Erhöhung von 10% auf 20% des Aktienkapitals zugestimmt.

Anzahl (jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.55)	31.12.2007	30.6.2008
Genehmigtes Aktienkapital, Verfall am 26. April 2008	1'200'000	-
Genehmigtes Aktienkapital, Verfall am 23. April 2010	-	2'400'000

#### 5.4 Mitarbeiteroptionen

Die Anzahl ausstehender Mitarbeiteroptionen per Ende Juni betrug 282'858 Optionen (30 Juni 2007: 221'313 Optionen). Im ersten Halbjahr 2008 wurden 4'210 Mitarbeiteroptionen ausgeübt, was zu einer Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 0.0 Millionen und einem Geldzufluss von CHF 0.2 Millionen führte (im ersten Halbjahr 2007: 69'167 Optionen, was zu einer Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 0.1 Millionen und einem Geldfluss von CHF 3.6 Millionen führte).

## 6 Eventualverbindlichkeiten

Keine wesentlichen Änderungen.

## 7 Segmentinformationen

### 7.1 Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

CHF 1'000	Components & Detection		Liquid Handling & Robotics		Sample Management		Corporate/ Konsolidierung		Gruppe	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Umsatz Dritte	54'745	47'757	122'694	122'535	18'804	13'346	-	-	196'243	183'638
Umsatz Intersegment	5'055	4'273	1'339	646	825	549	(7'219)	(5'468)	-	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>59'800</b>	<b>52'030</b>	<b>124'033</b>	<b>123'181</b>	<b>19'629</b>	<b>13'895</b>	<b>(7'219)</b>	<b>(5'468)</b>	<b>196'243</b>	<b>183'638</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5'159</b>	<b>4'512</b>	<b>23'142</b>	<b>26'861</b>	<b>1'131</b>	<b>(4'017)</b>	<b>(4'601)</b>	<b>(4'300)</b>	<b>24'831</b>	<b>23'056</b>
Abschreibungen	(1'917)	(1'519)	(2'568)	(2'688)	(1'347)	(1'597)	-	-	(5'832)	(5'804)
Wertminderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kauf von Sachanlagen	1'685	687	1'480	1'504	340	94	-	-	3'505	2'285
Kauf von immateriellen Anlagen	339	227	538	330	-	33	-	-	877	590
	31.12. 2007	30.06. 2008	31.12. 2007	30.06. 2008	31.12. 2007	30.06. 2008	31.12. 2007	30.06. 2008	31.12. 2007	30.06. 2008
Segment-Aktiven	46'286	42'407	117'573	119'681	77'629	77'227	-	-	241'488	239'315
Nicht zugeordnete Aktiven									132'494	112'573
<b>Total Aktiven</b>									<b>373'982</b>	<b>351'888</b>
Segment-Verbindlichkeiten	18'615	15'736	45'402	45'113	14'459	13'047	-	-	78'476	73'896
Nicht zugeordnete Verbindlichkeiten									90'862	85'496
<b>Total Verbindlichkeiten</b>									<b>169'338</b>	<b>159'392</b>

Intersegment-Transaktionen werden zu marktkonformen Konditionen abgewickelt. Von Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagen abgesehen sind keine wesentlichen nicht-liquiditätswirksamen Aufwendungen angefallen.

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

CHF 1'000	Nordamerika		Europa		Asien		Sonstige		Total	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Umsatz Dritte	74'161	68'131	90'409	85'185	26'835	21'299	4'838	9'023	196'243	183'638

### 7.3 Segmentinformation nach Standort der Aktiven

CHF 1'000	Europa		Amerika		Asien		Corporate/ Konsolidierung		Gruppe	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Kauf von Sachanlagen	2'875	1'877	617	388	13	20	-	-	3'505	2'285
Kauf von immateriellen Anlagen	877	590	-	-	-	-	-	-	877	590
	31.12. 2007	30.06. 2008	31.12. 2007	30.06. 2008	31.12. 2007	30.06. 2008	31.12. 2007	30.06. 2008	31.12. 2007	30.06. 2008
Segment-Aktiven	234'222	235'756	62'461	55'897	10'674	9'994	(60'397)	(54'934)	246'960	246'713
Nicht zugeordnete Aktiven									127'022	105'175
<b>Total Aktiven</b>									<b>373'982</b>	<b>351'888</b>

## 8 Betriebsaufwand nach Kostenarten

Januar bis Juni, CHF 1'000	2007	2008
Materialkosten	61'226	53'830
Personalaufwand	68'148	64'129
Abschreibungen auf Sachanlagen	3'246	4'019
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	2'586	1'785
Sonstiger Betriebsertrag und -aufwand, netto	36'206	36'819
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>171'412</b>	<b>160'582</b>

## 9 Ereignisse nach Bilanzstichtag

Seit dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die Anpassungen oder Offenlegungen im vorliegenden konsolidierten Zwischenabschluss erfordern würden.

---

**Herausgeberin**

Tecan Group Ltd.  
Seestrasse 103  
CH-8708 Männedorf  
Martin Braendle  
Head of Corporate Communications &  
Investor Relations  
T +41 44 922 84 30  
F +41 44 922 88 89  
investor@tecan.com  
www.tecan.com

Alle Aussagen dieses Zwischenabschlusses, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistungen gewähren. Sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dieser Zwischenabschluss liegt in englischer und deutscher Sprache vor und ist auch auf der Website [www.tecan.com](http://www.tecan.com) abrufbar. Massgebend ist die englische Fassung.

## Tecan Group

Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, Schweiz  
[www.tecan.com](http://www.tecan.com)

—