

## Tecan mit stabiler Umsatzentwicklung und gesteigertem Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2013

- **Umsatz von CHF 181.8 Mio. (H1 2012: CHF 182.2 Mio.)**
  - Stabile Umsatzentwicklung trotz schwierigem wirtschaftlichen Umfeld
  - Umsatz um 0.2% bzw. 0.5% in Lokalwährungen unter Vorjahreswert
- **Auftragseingang von CHF 189.2 Mio. (H1 2012: CHF 179.6 Mio.)**
  - Wachstum von 5.3% bzw. 5.1% in Lokalwährungen
- **Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 23.1 Mio. (H1 2012: CHF 22.4 Mio.)**
  - Betriebsrendite auf 12.7% des Umsatzes gesteigert (H1 2012: 12.3%)
- **Gewinn von CHF 16.5 Mio. (H1 2012: CHF 17.7 Mio.)**
  - Gewinnmarge von 9.1% des Umsatzes (H1 2012: 9.7%)
  - Gewinn pro Aktie von CHF 1.51 (H1 2012: CHF 1.64)
- **Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 5.5 Mio. (H1 2012: CHF -8.0 Mio.)**
  - Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit ohne Berücksichtigung der Vorfinanzierung eines OEM-Entwicklungsprojekts von CHF 28.4 Mio. (H1 2012: CHF 15.0 Mio.)
- **Ausblick für Gesamtjahr 2013 bestätigt**
- **Wesentliche Fortschritte bei wichtigen Entwicklungsprogrammen**
  - OEM-Entwicklungsprogramm Dako Omnis erfolgreich abgeschlossen; erste Instrumente für die Markteinführung ausgeliefert

**Männedorf, Schweiz, 14. August 2013** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) schloss das erste Halbjahr 2013 mit einer stabilen Umsatzentwicklung und einem gesteigerten Betriebsergebnis ab. Der Umsatz erreichte trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit CHF 181.8 Mio. annähernd den Vergleichswert des Vorjahres; er lag um 0.2% bzw. in Lokalwährungen um 0.5% tiefer (H1 2012: CHF 182.2 Mio.). Nach einem erwartungsgemäss schwachen ersten Quartal entwickelte sich der Umsatz im zweiten Quartal mit einer zweistelligen Wachstumsrate. Der Auftragseingang stieg in den ersten sechs Monaten um 5.3% auf CHF 189.2 Mio. (H1 2012: CHF 179.6 Mio.). In Lokalwährungen entspricht dies einer Steigerung um 5.1%. Der Auftragseingang übertraf damit die Höhe des Umsatzes in der ersten Jahreshälfte, was zu einem höheren Auftragsbestand zum Ende der Berichtsperiode führte.

Im ersten Halbjahr 2013 erhöhte sich das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) trotz stabiler Umsatzentwicklung um 3.3% auf CHF 23.1 Mio. (H1 2012: CHF 22.4 Mio.). Die Betriebsrendite übertraf mit 12.7% des Umsatzes ebenfalls den Vorjahreswert (H1 2012: 12.3%).

Der Periodengewinn belief sich in den ersten sechs Monaten auf CHF 16.5 Mio. (H1 2012: CHF 17.7 Mio.). Der Rückgang ist auf ein tieferes Finanzergebnis wegen Währungsabsicherungsmaßnahmen zurückzuführen. Die Gewinnmarge lag bei 9.1% des Umsatzes (H1 2012: 9.7%). Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 1.51 (H1 2012: CHF 1.64). Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erhöhte sich auf CHF 5.5 Mio. (H1 2012: CHF -8.0 Mio.). Ohne Berücksichtigung eines OEM-Entwicklungsprojekts, das Tecan vorfinanziert, erreichte der Geldzufluss aus der Geschäftstätigkeit CHF 28.4 Mio. (H1 2012: CHF 15.0 Mio.).

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Tecan hat trotz der weiterhin schwierigen Wirtschaftslage im ersten Halbjahr 2013 annähernd einen Umsatz auf Vorjahresniveau erreicht. Es freut mich, dass wir dabei sowohl das Betriebsergebnis wie auch die Betriebsrendite steigern konnten. Das erste Quartal war wie erwartet sehr schwierig. In vielen Ländern herrscht ein Sparkurs, was die Märkte verunsichert. Im zweiten Quartal verzeichneten wir jedoch einen deutlich positiven Trend mit zweistelligem Umsatzwachstum und einem gesteigerten Auftragseingang.“

Bei der Umsetzung unserer Prioritäten für 2013 haben wir wichtige Fortschritte erzielt. Die Entwicklung des Schlüsselprodukts Dako Omnis haben wir erfolgreich abgeschlossen und mit der Lieferung für den kommerziellen Vertrieb begonnen. Was einzelne Märkte und Produkte betrifft, so verzeichneten wir in China und im Komponentengeschäft ein deutliches Wachstum. Wir bestätigen die Prognose für das Geschäftsjahr 2013, die wir im Frühjahr gegeben haben, auch wenn der Einfluss der Marktentwicklung auf unser Life Sciences Business weiterhin schwierig einzuschätzen bleibt“, so Martyr weiter.

## **Informationen nach Geschäftssegmenten**

### ***Life Sciences Business (Endkundengeschäft)***

Das Segment Life Sciences Business war in der ersten Jahreshälfte, wie erwartet, vom Sparkurs und von Budgetkürzungen in Europa und Nordamerika betroffen, welche die Märkte verunsicherten. Der Umsatz dieses Geschäftssegments verringerte sich um 3.2% auf 97.6 Mio. (H1 2012: 100.8 Mio.). In Lokalwährungen lag der Umsatz um 3.5% unter dem Vorjahreswert. Der für das Halbjahr ausgewiesene Umsatzrückgang ist hierbei vollständig im ersten Quartal verzeichnet worden. Das zweite Quartal wies sequenziell bereits einen deutlich positiven Wachstumstrend auf und der Umsatz stieg auch leicht gegenüber dem Vorjahresquartal. Auf Produktebene lag der Umsatz mit Liquid-Handling-Plattformen in den ersten sechs Monaten unter dem Vorjahreswert von 2012. Bei den Detektionsgeräten sowie im Geschäft mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien erreichte Tecan dagegen ein Umsatzwachstum.

Der Auftragseingang im Life Sciences Business blieb in der Berichtsperiode insgesamt ebenfalls hinter dem Vorjahreswert zurück, verzeichnete jedoch im zweiten Quartal ein solides Wachstum. Das Betriebsergebnis des Segments lag im ersten Halbjahr 2013 bei CHF 1.1 Mio. (H1 2012: CHF 4.8 Mio.). Hauptgrund für den Rückgang war der tiefere Umsatz. Die Betriebsrendite erreichte 1.0% des Umsatzes (H1 2012: 4.4%). Das Endkundengeschäft ist in einem gewissen Umfang saisonabhängig und generiert den grösseren Teil des Betriebsergebnisses in der zweiten Jahreshälfte.

### ***Partnering Business (OEM-Geschäft)***

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte in der Berichtsperiode einen Umsatz von CHF 84.2 Mio. (H1 2012: CHF 81.4 Mio.). In Schweizer Franken entspricht dies einem Anstieg um 3.5% und in Lokalwährungen um 3.2%. Im ersten Halbjahr verzeichnete das Geschäft mit Komponenten sowie mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien erneut ein starkes Wachstum. Die Umsätze mit Instrumenten waren rückläufig, da ein Partner eine Produktlinie auslaufen liess und ein weiterer Partner nach einer Unternehmensakquisition den Schwerpunkt des kombinierten Produktportfolios verlagert hat.

Der Auftragseingang im Partnering Business stieg in der ersten Jahreshälfte markant; er wuchs mit einer zweistelligen Rate. Dies führte zu einem deutlich höheren Auftragsbestand am Ende der Berichtsperiode.

Das Segment Partnering Business steigerte im ersten Halbjahr die Betriebsrendite auf 29.2% des Umsatzes (H1 2012: 25.6%). Auch das Betriebsergebnis lag mit CHF 25.0 Mio. um 16.9% über demjenigen des Vorjahreszeitraums (H1 2012: CHF 21.4 Mio.).

## **Ergänzende Informationen**

### ***Regionale Entwicklung***

In Europa sank der Umsatz in Schweizer Franken um 2.8% gegenüber der Vorjahresperiode und um 3.7% in Lokalwährungen. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf tiefere Umsätze im Life Sciences Business wegen der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Situation in einigen europäischen Ländern zurückzuführen.

In Nordamerika erhöhten sich die Umsätze um 1.6% in Schweizer Franken und um 0.9% in Lokalwährungen. Das Wachstum in dieser Region wurde durch ein deutliches Umsatzplus im Komponentengeschäft, einem Teil des Partnering Business, getrieben. Der Umsatz im Life Sciences Business blieb auch in Nordamerika hinter dem Vorjahreswert zurück, weil staatliche Budgetkürzungen den Markt verunsicherten.

In Asien verzeichnete Tecan ein Umsatzplus von 2.5% in Schweizer Franken und 6.4% in Lokalwährungen. Beide Geschäftssegmente konnten hierbei zum Wachstum beitragen. In China legten die Umsätze erneut mit einer zweistelligen Rate zu.

#### ***Wiederkehrende Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien***

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien stiegen im ersten Halbjahr um 7.8% und in Lokalwährungen um 7.5%. Der Anteil am Gesamtumsatz betrug 35.1% (H1 2012: 32.5%). Dabei wuchs der Umsatz mit Verbrauchsmaterialien erneut mit einer zweistelligen Rate; er erhöhte sich um 17.0% und in Lokalwährungen um 15.8% auf einen Anteil von 11.2% am Gesamtumsatz (H1 2012: 9.6%).

#### ***Forschung und Entwicklung***

Im ersten Halbjahr 2013 betragen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 11.7% des Umsatzes (H1 2012: 12.3%) oder CHF 21.3 Mio. (H1 2012: CHF 22.5 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beliefen sich auf brutto CHF 54.0 Mio. (H1 2012: CHF 55.3 Mio.). Diese beinhalten auch die in der Bilanz aktivierten Entwicklungskosten (brutto CHF 4.2 Mio.) sowie Entwicklungsleistungen für OEM-Partner (CHF 29.8 Mio.).

Anfang Juni konnte Tecan bekannt geben, dass das Unternehmen das bedeutende OEM-Entwicklungsprogramm Dako Omnis erfolgreich abgeschlossen hat. Die neue Plattform für automatisiertes „Advanced Staining“ von Gewebeproben wurde gemeinsam mit Dako, einem Unternehmen von Agilent Technologies (NYSE: A), entwickelt und wird von Tecan hergestellt. Der Dako Omnis wird neue Standards bei der automatisierten gewebebasierten Krebsdiagnostik setzen. Tecan hat die ersten Instrumente für die Markteinführung bereits ausgeliefert.

Bei dem zweiten grossen OEM-Entwicklungsprogramm, P14, geht Tecan weiterhin davon aus, gegen Ende 2013 mit kommerziellen Instrumentenlieferungen an den Partner beginnen zu können. Die Markteinführung der nächsten Generation von Liquid-Handling-Plattformen von Tecan wird unverändert für das Jahr 2014 erwartet.

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

Die Eigenkapitalquote von Tecan erhöhte sich in der Berichtsperiode weiter und lag zum 30. Juni 2013 bei 71.4% (31.12.2012: 69.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) belief sich auf CHF 130.3 Mio. (31.12.2012: CHF 141.3 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2013 unverändert CHF 1'144'458, eingeteilt in 11'444'576 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 17. April 2013 stimmten die Aktionäre einer gegenüber Vorjahr erneut erhöhten Dividende von CHF 1.50 pro Namenaktie zu. Die Dividende in Höhe von insgesamt CHF 16.5 Mio. (H1 2012: CHF 13.5 Mio.) wurde teilweise als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgte per 24. April 2013.

### **Ausblick für das Gesamtjahr 2013 bestätigt**

Tecan erwartet für beide Geschäftssegmente eine beschleunigte Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2013.

In einem weiterhin schwierig einzuschätzenden Umfeld erwartet Tecan für das Segment Life Sciences Business im Geschäftsjahr 2013 unverändert ein moderates Wachstum in Lokalwährungen. Ein Rückgang des Segmentumsatzes kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Auf Basis der Kundenprognosen für bestehende Produkte, angesichts der bereits begonnenen Auslieferung des Dako Omnis sowie der erwarteten fortgesetzten Wachstumsdynamik im Komponentengeschäft geht Tecan für das Segment Partnering Business weiterhin von einem guten Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2013 aus.

Insgesamt rechnet Tecan für das Geschäftsjahr 2013 unverändert mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Tecan erwartet für das Geschäftsjahr 2013 weiterhin, dass die Betriebsrendite gegenüber 2012 um rund 50 Basispunkte gesteigert wird.

### **Finanzbericht und Webcast**

Der vollständige Halbjahresbericht 2013 kann auf der Internetseite des Unternehmens [www.tecan.com](http://www.tecan.com) in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht zudem eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung.

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2013 werden heute um 10:00 Uhr (MESZ) in einer Telefonkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation auch 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 58 310 5000 oder +44 203 059 5862 (UK)

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

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

### **Nächste Termine**

- Ein Capital Markets Day für Analysten und institutionelle Investoren findet am 11. September 2013 in Männedorf/Zürich statt.
- Der Bericht zum Geschäftsjahr 2013 wird am 11. März 2014 veröffentlicht.
- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 16. April 2014 in Zürich statt.

### **Über Tecan**

Tecan ([www.tecan.com](http://www.tecan.com)) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2012 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 391 Mio. (USD 416 Mio.; EUR 323 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

### **Für weitere Informationen:**

#### **Tecan Group**

Dr. Rudolf Eugster  
Chief Financial Officer

[investor@tecan.com](mailto:investor@tecan.com)  
[www.tecan.com](http://www.tecan.com)

Martin Brändle  
Head of Corporate Communications &  
Investor Relations  
Tel. +41 (0) 44 922 84 30  
Fax +41 (0) 44 922 88 89

**– Finanztabellen auf den nachfolgenden Seiten –**

**Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung**  
**Konsolidierter Zwischenabschluss per 30. Juni 2013**  
 (Kennzahlen, ungeprüft)

**Konsolidierte Erfolgsrechnung**

Januar bis Juni, CHF 1'000	2013	2012 <sup>1</sup>	Δin %
<b>Umsatz</b>	<b>181'810</b>	<b>182'225</b>	<b>-0.2%</b>
Herstellkosten der verkauften Produkte	(93'173)	(91'721)	1.6%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>88'637</b>	<b>90'504</b>	<b>-2.1%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>48.8%</i>	<i>49.7%</i>	
Verkauf und Marketing	(28'001)	(28'242)	-0.9%
Forschung und Entwicklung	(21'342)	(22'481)	-5.1%
Administration und Verwaltung	(16'500)	(17'561)	-6.0%
Sonstiger Betriebsertrag	328	172	90.7%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23'122</b>	<b>22'392</b>	<b>3.3%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>12.7%</i>	<i>12.3%</i>	
Finanzergebnis	(2'706)	(529)	411.5%
<b>Gewinn vor Steuern</b>	<b>20'416</b>	<b>21'863</b>	<b>-6.6%</b>
Ertragssteuern	(3'936)	(4'199)	-6.3%
<b>Periodengewinn</b>	<b>16'480</b>	<b>17'664</b>	<b>-6.7%</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>9.1%</i>	<i>9.7%</i>	

<b>Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>1.51</b>	<b>1.64</b>	<b>-7.9%</b>
<b>Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)</b>	<b>1.49</b>	<b>1.61</b>	<b>-7.5%</b>

<sup>1</sup>Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

**Auftragseingang**

Januar bis Juni, CHF 1'000	2013	2012	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
<b>Auftragseingang</b>	<b>189'180</b>	<b>179'624</b>	<b>5.3%</b>	<b>5.1%</b>

## Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

### Umsatz Dritte

Januar bis Juni, CHF 1'000	2013	2012	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Life Sciences Business	97'605	100'846	-3.2%	-3.5%
Partnering Business	84'205	81'379	3.5%	3.2%
<b>Total Umsatz</b>	<b>181'810</b>	<b>182'225</b>	<b>-0.2%</b>	<b>-0.5%</b>

### Segmentinformation 2013

Januar bis Juni, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	97'605	84'205		<b>181'810</b>
Umsatz Intersegment	6'382	1'426	(7'808)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>103'987</b>	<b>85'631</b>	<b>(7'808)</b>	<b>181'810</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1'083</b>	<b>25'017</b>	<b>(2'978)</b>	<b>23'122</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	1.0%	29.2%		12.7%

### Segmentinformation 2012

Januar bis Juni, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	100'846	81'379	-	<b>182'225</b>
Umsatz Intersegment	7'633	2'098	(9'731)	-
<b>Total Umsatz</b>	<b>108'479</b>	<b>83'477</b>	<b>(9'731)</b>	<b>182'225</b>
<b>Betriebsergebnis<sup>1</sup></b>	<b>4'756</b>	<b>21'402</b>	<b>(3'766)</b>	<b>22'392</b>
<i>In % des Umsatzes</i>	4.4%	25.6%		12.3%

<sup>1</sup>Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

## Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Juni, CHF 1'000	2013	2012	Δin % (CHF)	Δin % (LW)
Schweiz	4'178	4'343	-3.8%	-3.8%
Sonstiges Europa	73'983	76'033	-2.7%	-3.7%
Nordamerika	76'006	74'837	1.6%	0.9%
Asien	22'776	22'225	2.5%	6.4%
Übrige	4'867	4'787	1.7%	-0.1%
<b>Total Umsatz</b>	<b>181'810</b>	<b>182'225</b>	<b>-0.2%</b>	<b>-0.5%</b>



### Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	30.06.2013	31.12.2012 <sup>1</sup>	Δin %
<b>Aktiven</b>			
Umlaufvermögen	357'201	351'968	1.5%
Anlagevermögen	71'918	70'827	1.5%
<b>Aktiven</b>	<b>429'119</b>	<b>422'795</b>	<b>1.5%</b>
<b>Passiven</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	99'931	103'696	-3.6%
Langfristige Verbindlichkeiten	22'993	25'486	-9.8%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>122'924</i>	<i>129'182</i>	<i>-4.8%</i>
Eigenkapital	306'195	293'613	4.3%
<b>Passiven</b>	<b>429'119</b>	<b>422'795</b>	<b>1.5%</b>

<sup>1</sup>Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

### Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Juni, CHF 1'000	2013	2012 <sup>1</sup>	Δin %
<b>Eigenkapital am 1. Januar</b>	<b>293'613</b>	<b>269'313</b>	<b>9.0%</b>
Anpassung aufgrund Einführung von IAS 19R	-	(1'603)	n.a.
Periodengewinn	16'480	17'664	-6.7%
Sonstige Ergebnisse der Periode	4'832	(2'558)	n.a.
Dividendenausschüttung	(16'488)	(13'532)	21.8%
Anteilsbasierte Vergütungen	933	1'681	-44.5%
Ausgabe eigener Aktien aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen	4'539	1'139	298.5%
Sonstige Verkäufe eigener Aktien	2'286	-	n.a.
<b>Eigenkapital am 30. Juni</b>	<b>306'195</b>	<b>272'104</b>	<b>12.5%</b>

<sup>1</sup>Angepasst aufgrund Einführung von IAS 19R

### Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2013	2012	Δin %
Geldzu/(ab)fluss aus Geschäftstätigkeit	5'488	(8'022)	n.a.
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(6'920)	(5'603)	23.5%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(5'516)	(12'046)	-54.2%
Umrechnungsdifferenzen	147	(132)	n.a.
<b>Abnahme flüssiger und geldnaher Mittel</b>	<b>(6'801)</b>	<b>(25'803)</b>	<b>-73.6%</b>
<b>Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung</b>			
Am 1. Januar	144'520	165'089	-12.5%
Am 30. Juni	137'719	139'286	-1.1%