

Tecan im ersten Halbjahr 2016 erneut mit zweistelligem Umsatzwachstum

Finanzresultate erstes Halbjahr 2016

- Auftragseingang von CHF 250.6 Mio. (H1 2015: CHF 220.1 Mio.)
 - Wachstum von 11.3% in Lokalwährungen bzw. 13.9% in Schweizer Franken
 - Organisches Wachstum von 7.0% in Lokalwährungen bzw. 9.4% in Schweizer Franken
 - Starker Anstieg des Auftragsbestands
- Umsatz von CHF 235.3 Mio. (H1 2015: CHF 200.0 Mio.)
 - Wachstum von 15.0% in Lokalwährungen bzw. 17.7% in Schweizer Franken
 - Organisches Wachstum von 9.2% in Lokalwährungen bzw. 11.7% in Schweizer Franken
- Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 37.9 Mio. (H1 2015: CHF 32.6 Mio.)
 - EBITDA-Marge von 16.1% (H1 2015: 16.3%), inklusive der Integrationskosten und Margenminderung im Zusammenhang mit der Übernahme der Sias AG
 - Verbesserung der zugrunde liegenden EBITDA-Marge, ohne Sias, um 120 Basispunkte auf 17.5% des Umsatzes
- Gewinn von CHF 23.5 Mio. (H1 2015: CHF 26.0 Mio.)
 - Gewinnmarge einschliesslich Integrationskosten von 10.0% (H1 2015: 13.0%)
 - Gewinn pro Aktie von CHF 2.04 (H1 2015: CHF 2.31)
- Hoher Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 64.9 Mio. (H1 2015: CHF 35.1 Mio.) bzw. 27.6% des Umsatzes
- Ausblick für das Gesamtjahr 2016 bestätigt

Operative Leistungen in der ersten Jahreshälfte 2016

- Grosse Fortschritte bei der Integration der im November 2015 akquirierten Sias AG
- Signifikante Steigerung der Serienproduktion bedeutender Plattformen im Partnering Business
- Erfolgreiche Markteinführung von weiteren bedeutenden Funktionen für die Fluent[®] Liquid-Handling-Plattformen sowie eines zusätzlichen Modells der Spark[™]-Reader-Plattform

Männedorf, Schweiz, 16. August 2016 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) schloss das erste Halbjahr 2016 mit einem erneut zweistelligen Umsatzwachstum und einem Gewinn im Rahmen der Erwartungen ab.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: “Ich freue mich sehr über unser fortgesetztes starkes Umsatzwachstum und die weitere Steigerung der zugrundeliegenden Profitabilität im ersten Halbjahr 2016. Besonders hervorzuheben sind der erneut hohe Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit sowie unser äusserst starkes Wachstum im Partnering Business und in beiden Geschäftssegmenten in China.

Die Integration der im November 2015 akquirierten Sias AG verläuft planmässig. Die juristische Verschmelzung von Sias mit einer Tochtergesellschaft von Tecan ist erfolgt, der Umzug unserer neuen Kollegen und der Produktion an den Hauptsitz von Tecan in Männedorf bereits abgeschlossen”, so Martyr weiter.

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2016

Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Halbjahr 2016 um 11.3% in Lokalwährungen auf CHF 250.6 Mio. (H1 2015: CHF 220.1 Mio.); dies entspricht einer Zunahme von 13.9% in Schweizer Franken. Auf organischer Basis, d.h. ohne Berücksichtigung der Sias-Akquisition, legte der Auftragseingang im ersten Halbjahr um 7.0% in Lokalwährungen bzw. 9.4% in Schweizer Franken zu. Wegen des starken Auftragseingangs, der erneut die Umsätze überstieg, erhöhte sich auch der Auftragsbestand deutlich.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 15.0% in Lokalwährungen bzw. 17.7% in Schweizer Franken auf CHF 235.3 Mio. (H1 2015: CHF 200.0 Mio.). Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 9.2% in Lokalwährungen bzw. 11.7% in Schweizer Franken. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) erhöhte sich im Berichtszeitraum um 16.4% auf CHF 37.9 Mio. (H1 2015: CHF 32.6 Mio.). Die EBITDA-Marge lag inklusive der Integrationskosten und Margenminderung im Zusammenhang mit der Übernahme der Sias AG bei 16.1% des Umsatzes (H1 2015: 16.3%). Die zugrunde liegende EBITDA-Marge, ohne Sias, verbesserte sich dagegen um 120 Basispunkte auf 17.5% des Umsatzes.

Der Periodengewinn im ersten Halbjahr 2016 lag bei CHF 23.5 Mio. und damit unterhalb der Vorjahresperiode (H1 2015: CHF 26.0 Mio.). Neben den Integrationskosten für die Übernahme von Sias ist die Differenz hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Steuerrate im ersten Halbjahr 2015 deutlich niedriger und das Finanzergebnis durch vorübergehende Erträge aus Währungssicherungsmaßnahmen um CHF 4.0 Mio. höher ausfiel. Insgesamt lag die Gewinnmarge im ersten Halbjahr 2016 bei 10.0% des Umsatzes (H1 2015: 13.0%) und der Gewinn pro Aktie bei CHF 2.04 (H1 2015: CHF 2.31).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit hat sich auf CHF 64.9 Mio. stark erhöht (H1 2015: CHF 35.1 Mio.), einschliesslich einer weiteren Teilrückzahlung von Entwicklungskosten durch einen OEM-Partner. Der operative Geldzufluss entsprach damit 27.6 % des Umsatzes.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Im ersten Halbjahr 2016 stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 5.8% in Lokalwährungen und erreichte CHF 117.7 Mio. (H1 2015: CHF 107.5 Mio.); in Schweizer Franken lag der Umsatz um 9.5% über dem Vorjahreswert. Die neu eingeführten Plattformen Fluent und Spark sowie die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien trugen wesentlich zu diesem Wachstum bei. Der Auftragseingang im Life Sciences Business entwickelte sich ebenfalls positiv und übertraf den Umsatz im ersten Halbjahr erneut deutlich.

Das Betriebsergebnis des Segments belief sich auf CHF 12.2 Mio. (H1 2015: CHF 11.3 Mio.), was einer im Vergleich zur Vorjahresperiode annähernd unveränderten Betriebsrendite von 9.9% des Umsatzes entspricht (H1 2015: 9.8%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 117.6 Mio. (H1 2015: CHF 92.4 Mio.). Dies entspricht einem Wachstum um 26.0% in Lokalwährungen bzw. um 27.2% in Schweizer Franken. Auf organischer Basis, ohne Einbeziehung der Verkäufe von Sias, stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2016 um 13.3% in Lokalwährungen. Instrumente, welche innerhalb der letzten Jahre von Partnern lanciert worden waren, trugen massgeblich zum hohen Umsatzwachstum bei. Der Auftragseingang im Partnering Business erhöhte sich im ersten Halbjahr 2016 ebenfalls mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Geschäftssegments steigerte sich im Berichtszeitraum auf CHF 20.9 Mio. (H1 2015: CHF 17.4 Mio.). Hauptsächlich wegen der Verbuchung akquisitionsbezogener Kosten lag die Betriebsrendite mit 17.7% des Umsatzes unter dem Wert der Vorjahresperiode (H1 2015: 18.6%).

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa erhöhte Tecan den Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2016 in Lokalwährungen um 24.2% und um 26.0% in Schweizer Franken. Diese positive Entwicklung wurde vor allem vom Partnering Business getrieben, sowohl vom erstmaligen Beitrag der Sias-Produkte wie auch vom starken organischen Wachstum durch bedeutende Plattformen.

In Nordamerika lag der Halbjahresumsatz in Lokalwährungen auf dem Niveau der Vorjahresperiode und in Schweizer Franken um 2.9% über dem Vergleichswert von 2015. Das Life Sciences Business verzeichnete in dieser Region ein gutes Wachstum. Erwartungsgemäss lagen die Umsätze im Komponentengeschäft, Teil des Partnering Business, unter den hohen

Vorjahreswerten. Die Umsätze im Partnering Business in Nordamerika konnten auch nicht von einer erfolgreich neu lancierten Plattform für den US-Markt profitieren, da die Verkäufe dem Standort des Grosskunden zugeordnet und damit in Europa verbucht wurden.

In Asien erzielte Tecan erneut ein deutliches Umsatzplus von 30.6% in Lokalwährungen und 34.7% in Schweizer Franken. Dabei steigerten beide Segmente den organischen Umsatz mit einer zweistelligen Wachstumsrate, was durch einen ersten Beitrag von Sias-Produkten unterstützt wurde. Besonders erfreulich verlief die Entwicklung in China, wo sich der Umsatz in der ersten Jahreshälfte nahezu verdoppelte.

Wiederkehrende Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien wuchsen im ersten Halbjahr 2016 um 7.7% in Lokalwährungen bzw. um 10.4% in Schweizer Franken. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte damit 38.3% am Gesamtumsatz (H1 2015: 40.9%). Auf Serviceleistungen (einschliesslich Ersatzteile) entfielen dabei 22.4% des Gesamtumsatzes, auf Verbrauchsmaterialien (Kunststoff und Reagenzien) 15.9%.

Forschung und Entwicklung

Im ersten Halbjahr 2016 betragen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 9.7% des Umsatzes (H1 2015: 10.0%) bzw. CHF 22.9 Mio. (H1 2015: CHF 20.1 Mio.). Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sanken planmässig weiter auf brutto CHF 23.7 Mio. (H1 2015: CHF 30.4 Mio.). Der Gesamtbetrag beinhaltet auch Entwicklungsleistungen für OEM-Instrumentenkunden im Partnering Business (CHF 4.3 Mio.) und die aktivierten Entwicklungsaufwendungen (CHF 2.2 Mio.), denen Abschreibungen in Höhe von CHF 5.3 Mio. gegenüberstanden.

Gesunde Bilanz – hohe Eigenkapitalquote

Zum 30. Juni 2016 erreichte die Eigenkapitalquote von Tecan 66.4% (31. Dezember 2015: 68.7%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erhöhte sich dank des hohen Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit auf CHF 239.0 Mio. (31. Dezember 2015: CHF 198.8 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2016 bei CHF 1'152'855 (31. Dezember 2015: CHF 1'146'758), eingeteilt in 11'528'547 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 13. April 2016 stimmten die Aktionäre einer Erhöhung der Dividende von CHF 1.50 auf CHF 1.75 je Aktie zu. Die Auszahlung der Dividende von insgesamt CHF 20.1 Mio. erfolgte per 19. April 2016.

Ausblick für das Gesamtjahr 2016 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet Tecan weiterhin einen zweistelligen Anstieg des Gruppenumsatzes in Lokalwährungen. Das starke Wachstum wird zum einen von der anhaltenden Steigerung der Serienproduktion wichtiger Plattformen getrieben. Zusätzlich unterstützt wird es durch die Markteinführung neuer Produkte in beiden Geschäftssegmenten und durch den vollen Umsatzbeitrag von Sias.

Für 2016 erwartet Tecan auch weiterhin einen Anstieg der zugrunde liegenden EBITDA-Marge um mindestens 50 Basispunkte, ohne Berücksichtigung von Sias und bereinigt um positive Einmaleffekte im Jahr 2015, die hauptsächlich aus Anpassungen in der Bilanzierung der Personalvorsorgeverpflichtungen resultierten. Tecan geht für 2016 davon aus, dass die Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Sias einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken erreichen werden. Ab 2017 rechnet Tecan mit einem positiven Gewinnbeitrag aus der Übernahme. Trotz dieser einmaligen Integrationskosten und dem Wegfall der positiven Einmaleffekte vom Vorjahr, wird ein EBITDA für das Geschäftsjahr 2016 mindestens auf einem vergleichbaren Niveau wie 2015 erwartet.

Diese Erwartungen zur Profitabilität basieren auf Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2016, wonach ein Euro CHF 1.05 entspricht und ein US-Dollar CHF 0.98. Sie enthalten auch keine Beiträge aus weiteren Akquisitionen.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Halbjahresbericht 2016 kann auf der Internetseite des Unternehmens 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 2016 werden heute um 10:00 Uhr (MESZ) in einer Telefonkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation auch 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 (0)58 310 50 00 oder +44 (0)203 059 5862 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

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

Nächste Termine

- Der Bericht zum Geschäftsjahr 2016 wird am 15. März 2017 veröffentlicht.
- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 11. April 2017 statt.

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. 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 2015 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 440 Mio. (USD 459 Mio.; EUR 411 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
www.tecan.com

Martin Brändle
Vice President, 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 2016
 (Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2016	2015	Δ in %
Umsatz	235'258	199'950	17.7%
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(122'959)	(102'962)	19.4%
Bruttogewinn	112'299	96'988	15.8%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>47.7%</i>	<i>48.5%</i>	
Verkauf und Marketing	(38'223)	(33'132)	15.4%
Forschung und Entwicklung	(22'876)	(20'071)	14.0%
Administration und Verwaltung	(23'806)	(18'638)	27.7%
Sonstiger Betriebsertrag	343	116	195.7%
Betriebsergebnis	27'737	25'263	9.8%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>11.8%</i>	<i>12.6%</i>	
Finanzergebnis	796	4'789	-83.4%
Gewinn vor Steuern	28'533	30'052	-5.1%
Ertragssteuern	(5'082)	(4'087)	24.3%
Periodengewinn	23'451	25'965	-9.7%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>10.0%</i>	<i>13.0%</i>	

EBITDA	37'938	32'592	16.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	<i>16.1%</i>	<i>16.3%</i>	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.04	2.31	-11.7%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	2.00	2.23	-10.3%

Auftragseingang

Januar bis Juni, CHF 1'000	2016	2015	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Auftragseingang	250'610	220'089	13.9%	11.3%

Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

Umsatz Dritte

Januar bis Juni, CHF 1'000	2016	2015	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Life Sciences Business	117'699	107'535	9.5%	5.8%
Partnering Business	117'559	92'415	27.2%	26.0%
Total Umsatz	235'258	199'950	17.7%	15.0%

Segmentinformation 2016

Januar bis Juni, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	117'699	117'559		235'258
Umsatz Intersegment	5'465	753	(6'218)	-
Total Umsatz	123'164	118'312	(6'218)	235'258
Betriebsergebnis	12'174	20'894	(5'331)	27'737
<i>In % des Umsatzes</i>	9.9%	17.7%		11.8%

Segmentinformation 2015

Januar bis Juni, CHF 1'000	Life Sciences Business	Partnering Business	Corporate / Konsolidierung	Gruppe
Umsatz Dritte	107'535	92'415	-	199'950
Umsatz Intersegment	7'960	775	(8'735)	-
Total Umsatz	115'495	93'190	(8'735)	199'950
Betriebsergebnis	11'342	17'359	(3'438)	25'263
<i>In % des Umsatzes</i>	9.8%	18.6%		12.6%

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Juni, CHF 1'000	2016	2015	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Schweiz	3'677	3'646	0.9%	0.6%
Sonstiges Europa	107'974	84'992	27.0%	25.2%
Nordamerika	83'340	80'999	2.9%	0.0%
Asien	34'266	25'447	34.7%	30.6%
Übrige	6'001	4'866	23.3%	19.6%
Total Umsatz	235'258	199'950	17.7%	15.0%

Konsolidierte Bilanz

CHF 1'000	30.06.2016	31.12.2015	Δ in %
Aktiven			
Umlaufvermögen	517'656	492'353	5.1%
Anlagevermögen	145'049	149'129	-2.7%
Aktiven	662'705	641'482	3.3%
Passiven			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	125'807	137'843	-8.7%
Langfristige Verbindlichkeiten	97'076	62'966	54.2%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>222'883</i>	<i>200'809</i>	<i>11.0%</i>
Eigenkapital	439'822	440'673	-0.2%
Passiven	662'705	641'482	3.3%

Konsolidierte Geldflussrechnung

Januar bis Juni, CHF 1'000	2016	2015	Δ in %
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	64'929	35'110	84.9%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit	(5'083)	(6'923)	-26.6%
Geld(ab)/zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(21'151)	15'696	n.a.
Umrechnungsdifferenzen	(248)	(1'332)	-81.4%
Zunahme flüssiger und geldnaher Mittel	38'447	42'551	-9.6%
Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung			
Am 1. Januar	208'434	128'715	61.9%
Am 30. Juni	246'881	171'266	44.2%

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

Januar bis Juni, CHF 1'000	2016	2015	Δ in %
Eigenkapital am 1. Januar	440'673	361'198	22.0%
Periodengewinn	23'451	25'965	-9.7%
Sonstige Ergebnisse (Verlust) der Periode	(12'770)	(10'741)	18.9%
Dividendenausschüttung	(20'122)	(16'857)	19.4%
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	815	110	640.9%
Übertragung eigener Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	-	668	n.a.
Anteilsbasierte Vergütungen	7'775	3'888	100.0%
Verkauf eigener Aktien	-	29'794	n.a.
Eigenkapital am 30. Juni	439'822	394'025	11.6%