

Tecan veröffentlicht Update zum Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2014

- **Positiver Trend beim Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2014: organisches Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet**
- **Deutliche Erholung im Partnering Business mit erwartetem zweistelligen Umsatzwachstum in Lokalwährungen**
- **Gute Fortschritte bei der Integration von IBL International; Umsatzerwartung wird voraussichtlich übertroffen**
- **Ausblick für organische Umsatzentwicklung im Gesamtjahr angepasst; Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen erwartet**
- **Profitabilitätsziel der gesamten Unternehmensgruppe bestätigt**
- **Stark beschleunigtes Umsatzwachstum im Jahr 2015 erneut bestätigt**

Männedorf, Schweiz, 1. Dezember 2014 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute ein Update zum Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2014 veröffentlicht.

David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: “Nach einem schwierigen ersten Halbjahr mit rückläufigen Umsätzen in unserem Partnering Business, welches unter der verzögerten Auftragsvergabe durch zwei grosse Kunden litt, ist es erfreulich zu sehen, dass die Lücke vom Jahresanfang in diesem Geschäftssegment wieder ausgeglichen und der Wachstumstrend in der zweiten Jahreshälfte gestützt werden konnte. Wir befinden uns nun auf einem Wachstumspfad, wie wir ihn für das Gesamtjahr erwartet hatten. Mit der geplanten deutlichen Steigerung der Serienproduktion von bedeutenden Projekten im Partnering Business erwarten wir ein stark beschleunigtes Umsatzwachstum im Jahr 2015.“

Tecan sieht einen positiven Trend bei der Umsatzentwicklung und erwartet für die zweite Jahreshälfte 2014 ein Wachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Nach einem Umsatzrückgang in der ersten Jahreshälfte erholte sich das Partnering Business deutlich. Für das zweite Halbjahr wird mit einer zweistelligen Wachstumsrate gerechnet. Wie bereits für das erste Halbjahr berichtet, hat sich das Life Sciences Business in den etablierten Märkten Europas und Nordamerikas im Vergleich zu 2013 gut entwickelt. Das Geschäftsumfeld in China bleibt jedoch schwierig, wie zuvor bekannt gegeben. Obwohl sich die Umsatzentwicklung im Vergleich zum Jahresanfang in der zweiten Jahreshälfte verbesserte, rechnet Tecan erst im Laufe von 2015 mit einer Rückkehr zum normalen Wachstumstrend.

Bei der Integration von IBL International wurden gute Fortschritte erzielt. Seit 1. August 2014 wird IBL International in der Jahresrechnung der Tecan Group konsolidiert. Für die verbleibenden fünf Monate des Geschäftsjahres wird der ursprünglich erwartete Umsatzbeitrag im mittleren einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken voraussichtlich übertroffen.

In den letzten Wochen war die Dynamik beim Auftragseingang im Partnering Business besonders hoch. Wegen des späten Zeitpunkts können jedoch nicht alle eingegangenen Aufträge noch im Geschäftsjahr 2014 als Umsatz verbucht werden. Daher passt Tecan den Ausblick für die organische Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr an. Neu geht das Unternehmen von einem organischen Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen aus. Zuvor erwartete Tecan ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Tecan bestätigt das Profitabilitätsziel für die gesamte Unternehmensgruppe, einschliesslich IBL International, welches zur Halbjahresberichtserstattung am 13. August 2014 bekannt gegeben wurde.

Ebenso bestätigt Tecan, dass für das Jahr 2015 ein stark beschleunigtes Umsatzwachstum erwartet wird. Für die gesamte Unternehmensgruppe wird von einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen im zweistelligen Prozentbereich ausgegangen. Dieses hohe Wachstum wird von der fortgesetzten deutlichen Steigerung der Serienproduktion von bedeutenden Projekten im Partnering Business getrieben und darüber hinaus von weiteren Produkteinführungen in beiden Geschäftssegmenten unterstützt.

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 2013 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 388 Mio. (USD 419 Mio.; EUR 316 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
Head of Corporate Communications &
Investor Relations
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89