

Tecan bestätigt Profitabilitätsziel und passt Umsatzerwartung für 2013 an

- **Ziel einer Steigerung der Profitabilität bestätigt; Betriebsrendite soll gegenüber 2012 um rund 50 Basispunkte gesteigert werden**
- **Umsatzerwartung angepasst; moderates Umsatzwachstum in Lokalwährungen erwartet**
- **Mittelfristige Ziele für das Jahr 2015 bestätigt: Umsatz von rund CHF 500 Mio. bei gesteigerter Profitabilität**

Männedorf, Schweiz, 9. Oktober 2013 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld weiter wächst. Tecan bestätigt das Ziel einer gesteigerten Betriebsrendite und passt die Umsatzerwartung für 2013 an. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, soll die Betriebsrendite im Geschäftsjahr 2013 gegenüber 2012 um rund 50 Basispunkte gesteigert werden. Für das Segment Life Sciences Business bleibt die Marktentwicklung in Nordamerika und Europa angespannt und der genaue Zeitpunkt der Auftragseingänge von Endkunden schwer vorhersehbar. Basierend auf im Vergleich zur Vorjahresperiode unveränderten Umsätzen im ersten Halbjahr 2013 und einem bis dato niedriger als erwarteten Auftragseingang im Life Sciences Business, geht das Unternehmen nun von einem moderaten Umsatzwachstum in Lokalwährungen für das Geschäftsjahr 2013 aus. Zuvor erwartete Tecan ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Segment Partnering Business weist weiterhin ein gutes Wachstum auf.

Der derzeitige Behörden-Shutdown in den USA bedeutet eine zusätzliche Verunsicherung, die möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Aussetzen von Aufträgen bei US-Behörden führen könnte. Sollte der Shutdown für längere Zeit andauern, könnte dies die Finanzresultate von Tecan im Jahr 2013 weiter beeinflussen.

Trotz der schwierigen Wirtschaftslage im Jahr 2013 sieht Tecan keinen negativen Einfluss auf die mittelfristigen Ziele für 2015, die Anfang des Jahres kommuniziert wurden. Die bedeutenden Faktoren für beschleunigtes organisches Wachstum sind davon nicht berührt: wichtige Produktlancierungen in beiden Segmenten, weiteres starkes Wachstum in China sowie substantielle Beiträge zum Umsatzwachstum durch das Komponentengeschäft und mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien.

Tecan strebt daher für das Jahr 2015 bei heutigen Wechselkursen weiterhin einen Umsatz von rund CHF 500 Mio. bei gesteigerter Betriebsrendite an.



2

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 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

Martin Brändle

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com