

Tecan gibt Update zu einem OEM-Entwicklungsprojekt

- **Entwicklungen im Projekt haben Verzögerung zur Folge**
- **Mehrkosten können zu Belastung des zukünftigen Betriebsgewinns im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich führen**
- **Betriebsergebnis der Jahre 2011 und 2012 werden hierdurch nicht beeinflusst**
- **Nach erfolgreicher Entwicklung erwartet Tecan weiterhin ein Umsatzpotenzial in den ersten fünf Jahren von insgesamt mehr als CHF 80 Mio.**

Männedorf, Schweiz, 30. September 2011 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute ein Update zu einem OEM-Entwicklungsprojekt bekannt (extern verwendeter Projektname: P14). Die OEM-Vereinbarung mit einem globalen Diagnostikunternehmen wurde im November 2010 abgeschlossen. Sie umfasst die Entwicklung und Lieferung eines dedizierten Diagnostikinstrumentes. Zum damaligen Zeitpunkt rechnete Tecan damit, die ersten Instrumente Ende 2012 an das Diagnostikunternehmen auszuliefern. Tecan geht jetzt davon aus, dass sich die Auslieferung verzögert.

Die im November 2010 abgeschlossene Vereinbarung sieht zudem vor, dass Tecan die Entwicklungskosten des Instruments vorfinanziert und diese zu einem späteren Zeitpunkt von dem Diagnostikunternehmen rückerstattet bekommt. Mehrkosten, die durch Projektverzögerungen entstehen, werden von dieser Regelung jedoch nicht abgedeckt. Der von Tecan getragene Anteil an den Entwicklungskosten könnte ab Beginn der Lieferung im Jahr 2013 über die Vertragslaufzeit von zehn Jahren zu einer jährlichen Belastung des Betriebsgewinns im Bereich eines niedrigen bis mittleren einstelligen Betrags in Millionen Schweizer Franken führen. Das Betriebsergebnis der Jahre 2011 und 2012 wird hierdurch nicht beeinflusst.

Bei erfolgreicher Entwicklung ist Tecan weiterhin vom grossen Potenzial der OEM-Vereinbarung überzeugt und erwartet weiterhin ein Umsatzpotenzial in den ersten fünf Jahren der Vermarktungsphase von insgesamt mehr als CHF 80 Mio. Diese Erwartung wird durch die Mindestabnahmeverpflichtung untermauert, die das Diagnostikunternehmen eingegangen ist.

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 2010 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 371 Mio. (USD 356 Mio.; EUR 269



2

Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

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