

Tecan schliesst Akquisition von Sias erfolgreich ab

Männedorf, Schweiz, 30. November 2015 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute den erfolgreichen Abschluss der Akquisition der Sias AG bekannt. Damit baut Tecan das Partnering Business weiter aus. Am 27. Oktober 2015 hatte Tecan bekannt gegeben, dass mit den Mehrheitsaktionären von Sias der Kauf der Sias AG durch Tecan vereinbart wurde. Sias ist ein führender OEM-Anbieter einer breiten Palette von modularen und kompletten Systemlösungen im Bereich der Laborautomation. Ab 1. Dezember 2015 wird Sias in der Jahresrechnung der Tecan Group im Geschäftssegment Partnering Business konsolidiert.

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 2014 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 400 Mio. (USD 437 Mio.; EUR 331 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle
Vice President, Communications & Investor Relations
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com
www.tecan.com