

Tecan schliesst Akquisition von SPEware Corporation erfolgreich ab

Männedorf, Schweiz, 3. Oktober 2016 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass die Akquisition der SPEware Corporation (SPEware) am 30. September 2016 erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 31. August 2016 hatte Tecan die Akquisition von SPEware mit Sitz in Baldwin Park, Kalifornien (USA), bekannt gegeben. SPEware ist ein führender Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie. Tecan erweitert damit das Angebot an dedizierten Gesamtlösungen in ein neues Marktsegment. Ab 1. Oktober 2016 wird SPEware in der Jahresrechnung der Tecan Group im Geschäftssegment Life Sciences Business konsolidiert.

Zusätzliche Informationen sind auf der Internetseite von SPEware verfügbar:

www.spewarecorporation.com

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

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