

Tecan schliesst Akquisition von NuGEN Technologies erfolgreich ab

Männedorf, Schweiz, 3. September 2018 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass die Akquisition der US-amerikanischen NuGEN Technologies, Inc. (NuGEN) am 31. August 2018 erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 16. August 2018 hatte Tecan die Akquisition von NuGEN bekannt gegeben. Tecan erweitert damit das Angebot an dedizierten Gesamtlösungen in das neue Marktsegment der Reagenzien für die Gensequenzierung (NGS, Next-Generation Sequencing) und erhöht damit die wiederkehrenden Umsätze. NuGEN ist ein führender Anbieter von innovativen NGS-Kits und Reagenzien für die Probenvorbereitung für den am schnellsten wachsenden Bereich in der Genomik. Ab 1. September 2018 wird NuGEN in der Jahresrechnung der Tecan Group im Geschäftssegment Life Sciences Business konsolidiert.

Zusätzliche Informationen sind auf der Webseite von NuGEN verfügbar:

www.nugen.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 2017 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 548 Mio. (USD 560 Mio.; EUR 494 Mio.). 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