

Tecan führt Capital Markets Day 2019 durch

Männedorf, Schweiz, 6. Juni 2019 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gibt bekannt, dass das Unternehmen am heutigen Donnerstag, 6. Juni 2019, den diesjährigen Capital Markets Day durchführt.

Zu Beginn werden Mitglieder des Managements von Tecan erläutern, wie das Unternehmen dazu beiträgt, die Brücke zwischen der Forschung und der klinischen Diagnostik zu schlagen: Tecan unterstützt die verschiedenen Kunden von der Erforschung neuartiger Medikamente bis hin zur Umsetzung besserer Diagnoseverfahren von unterschiedlichen Krankheiten.

Weitere Präsentationen veranschaulichen, wie Tecan die Kunden in wichtigen Anwendungsbereichen befähigt, ihre Ziele zu erreichen, insbesondere in der Genomik, der Zellbiologie und der Massenspektrometrie. Dazu werden Erfahrungsberichte von zwei Kunden vorgestellt:

- Ambry Genetics (San Diego, USA) ist ein Unternehmen von Konica Minolta und führender Anbieter von klinischen Diagnose- und Softwarelösungen, die das Unternehmen kombiniert und auf diese Weise umfassende, qualitativ hochwertige Gentests entwickelt. Eine Repräsentantin von Ambry Genetics berichtet, wie Tecan dazu beigetragen hat, die Produktivität und Reproduzierbarkeit von Gentests signifikant zu erhöhen, während gleichzeitig die Testvolumina substanziell anstiegen.
- The Binding Site Group (Birmingham, Grossbritannien) ist ein führender Spezialanbieter, der anstrebt, die Diagnose und das Management von Blutkrebsarten und Störungen des Immunsystems zu verbessern. Dieser neue Kunde von Tecan Partnering zeigt auf, wie die beiden Unternehmen gemeinsam eine automatisierte Lösung für The Binding Site entwickeln, bei der die Massenspektrometrie zur Diagnose von Blutkrebs eingesetzt wird.

Tecan wird zudem den finanziellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 bestätigen, ebenso wie das mittelfristige Ziel, das durchschnittliche Marktwachstum zu übertreffen und diese organische Wachstumsrate durch Akquisitionen zu erhöhen.

Die Vorträge (auf Englisch) finden von 8:45 Uhr MESZ bis 13 Uhr MESZ statt und werden als Webcast live übertragen (unter www.tecan.com/investor-overview). Nachmittags folgen eine Produktvorstellung und eine Betriebsbesichtigung.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen der Biopharmazie, Forensik und der klinischen 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 Erstausrüster (Englisch: Original Equipment Manufacturer 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 und verfügt



2

über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. Darüber hinaus unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz in 52 Ländern. Im Jahre 2018 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 594 Millionen (USD 606 Millionen; EUR 516 Millionen). 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