

## Tecan integriert Zulieferer von wichtigen Bauteilen

**Männedorf, Schweiz, 22. März, 2019** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekanntgegeben, dass sie Vereinbarungen unterzeichnet hat, um einen seit langer Zeit bestehenden Zulieferer zu übernehmen. Ziel ist, die Fertigung von wichtigen maschinell bearbeiteten Präzisionsbauteilen für die Liquid-Handling-Pumpen im Angebot von Tecan vertikal zu integrieren. Das Unternehmen verfügt über zwei Produktionsstätten, eine in Kalifornien (USA) und eine in Vietnam. Tecan wird hierbei nicht nur von der langfristigen Bereitstellung von qualitativ hochwertigen präzisionsbearbeiteten Bauteilen profitieren, sondern dank der internen Belieferung auch Kosten sparen können. Tecan ist schon heute der grösste Kunde dieses Zulieferers und für einen bedeutenden Anteil seines Umsatzes verantwortlich.

Der Kaufpreis von USD 22.5 Mio. (CHF 22.4 Mio.) wird vollständig in bar geleistet. Der Abschluss der Transaktion unterliegt verschiedenen Bedingungen, einschliesslich gewisser Genehmigungen in Vietnam.

Die Auswirkungen dieser Akquisition auf den Jahresabschluss 2019 von Tecan hängen vom genauen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion ab. Da Tecan der grösste Kunde ist, sind Verkäufe dieses Zulieferers an Dritte nur im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken zu erwarten. Tecan geht davon aus, dass sich die Transaktion mit sofortiger Wirkung positiv im Gewinn pro Aktie niederschlagen wird. Ebenso sollte sie sich leicht positiv auf die prognostizierte EBITDA-Marge für 2019 auswirken. Es ist zu erwarten, dass die Kostenvorteile durch die vertikale Integration der Beschaffung über das Jahr 2019 hinaus die Profitabilität von Tecan verbessern werden.

### Über Tecan

Tecan ([www.tecan.com](http://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 2018 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 594 Mio. (USD 606 Mio.; EUR 516 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](mailto:investor@tecan.com)  
[www.tecan.com](http://www.tecan.com)