

## **Aufgrund anhaltender aussergewöhnlicher Nachfrage wegen Covid-19 hebt Tecan Ausblick für das Gesamtjahr 2020 an**

- **Umsatzwachstum in Lokalwährungen neu im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich erwartet**
- **Ausgewiesene EBITDA-Marge gemäss neuer Prognose von über 20.5% des Umsatzes**

**Männedorf, Schweiz, 1. Dezember 2020** – Aufgrund des guten Geschäftsgangs im bisherigen Jahresverlauf, des hohen Auftragsbestands und der weiterhin erhöhten Nachfrage im Zusammenhang mit Covid-19 hat die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) ein weiteres Mal den Ausblick zum Umsatz und zur ausgewiesenen EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2020 angehoben. Diese aktualisierten Prognosen basieren weiterhin auf der Annahme, dass auch für den Rest des Jahres die Lieferketten sowie die Frachtlogistik unterbrechungsfrei und alle Fertigungsstätten vollständig betriebsbereit bleiben.

Wegen der anhaltend starken Nachfrage nach einer Reihe von Produktlinien, die den globalen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie unterstützen, geht Tecan nun für das Gesamtjahr 2020 von einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich aus (bisherige Prognose vom 12. August 2020: «im hohen einstelligen Prozentbereich»).

Gleichzeitig rechnet Tecan neu für das Geschäftsjahr 2020 mit einer ausgewiesenen EBITDA-Marge von über 20.5% des Umsatzes (bisherige Prognose vom 12. August 2020: «Annäherung der ausgewiesenen EBITDA-Marge ... an die 20%-Marke»). Die Steigerung des ausgewiesenen EBITDA, des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen, wird hauptsächlich von Mengenvorteilen getrieben, die sich aus den deutlich höheren Volumen ergeben. Zusätzlich wirken sich ausserordentliche Effekte positiv aus, aber auch der Umstand, dass die Kostenbasis noch nicht vollständig an die deutlich höheren Volumen angepasst ist. Die aktualisierten Erwartungen zur Profitabilität widerspiegeln auch das aktuelle Währungsumfeld, welches eine Neu Beurteilung der Wechselkurse erforderlich macht. Neu rechnet Tecan damit, dass ein US-Dollar im Jahresdurchschnitt CHF 0.93 entspricht (bisher CHF 0.95) und 1 Euro CHF 1.08 (unverändert). Dieser negative Währungseffekt ist bereits in die aktualisierte Prognose eingerechnet.

Die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wurde am 17. März bekanntgegeben. Ihr zufolge erwartete Tecan ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen und eine EBITDA-Marge von rund 19.6% des Umsatzes (bei einem US-Dollar zu CHF 0.98 und einem Euro zu CHF 1.08).

### **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,



2

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 2019 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 637 Mio. (USD 643 Mio.; EUR 574 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

**Weitere Informationen:**

**Tecan Group**

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

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)