

Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das erste Halbjahr 2020 am 12. August an

Männedorf, Schweiz, 5. August 2020 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das erste Halbjahr 2020 im Rahmen einer Telefonkonferenz am Mittwoch, 12. August 2020 um 10:00 Uhr kommentieren. Die Medienmitteilung zum Zwischenabschluss wird am Morgen des 12. August 2020 um 7:00 Uhr veröffentlicht.

Tecan bietet die Möglichkeit, die Präsentation per telefonischer Einwahl oder Live-Übertragung mit synchronisierten Präsentationsfolien im Internet zu verfolgen. Ein Link zum Webcast wird vor Beginn der Präsentation auf Tecan's Homepage www.tecan.com unter „Investor Relations“ aufgeschaltet werden. Der Webcast sowie dessen Aufzeichnung sind auch für mobile Endgeräte zugänglich.

Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Einwahldaten für die Telefonkonferenz

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0) 58 310 50 00 oder +44 (0) 207 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 56 13

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Der vollständige Halbjahresbericht 2020 kann ab dem 12. August 2020 ebenfalls auf der Internetseite des Unternehmens www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht zudem eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung.

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 LifeScience-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 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).



2

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com