

Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 am 15. März an

Männedorf, Schweiz, 8. März 2022 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das Geschäftsjahr 2021 im Rahmen einer Analysten- und Medientelefonkonferenz am Dienstag, 15. März 2022 um 09:00 Uhr kommentieren. Die Medienmitteilung zum Finanzabschluss und der Geschäftsbericht 2021 werden am Morgen des 15. März 2022 um 6:30 Uhr veröffentlicht.

Tecan bietet die Möglichkeit, die Präsentation per telefonischer Einwahl oder Live-Übertragung im Internet zu verfolgen. Der Zugang zur Übertragung mit synchronisierten Präsentationsfolien ist über die Internetseite von Tecan im Bereich „Investor Relations“ unter www.tecan.com möglich. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung freigeschaltet.

Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Einwahldaten für die Telefonkonferenz:

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

Für Teilnehmer aus den USA: +1 631 570 5613

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

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Präsentation für 90 Tage unter www.tecan.com abrufbar sein.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren – von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2020 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 731 Mio. (USD 778 Mio.; EUR 683 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).



2

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

www.tecan.com