

**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL**

*Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG*

## **Tecan begibt eine erste Anleihe in Höhe von CHF 250 Millionen**

**Männedorf, Schweiz, 21. September 2021** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute durch die Emission einer festverzinslichen inländischen Anleihe in Höhe von CHF 250 Mio. erfolgreich Fremdkapital aufgenommen. Die Anleihe hat einen Coupon von 0.050% und eine Laufzeit von 4 Jahren (Endfälligkeit 6. Oktober, 2025). Abrechnungstermin der Anleihe ist der 6. Oktober 2021. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert sein und gehandelt werden.

Der Nettoerlös der Anleihe dient der teilweisen Refinanzierung der am 23. Juni 2021 angekündigten und am 2. August 2021 erfolgreich abgeschlossenen Übernahme von Paramit Corporation, einem führenden OEM-Entwickler und -Hersteller von medizinischen Geräten und Life-Science-Instrumenten, in Höhe von USD 1.0 Milliarden (CHF 920 Mio.).

Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern und Privatbanken in der Schweiz unter gemeinsamer Federführung von Credit Suisse und Zürcher Kantonalbank platziert.

### **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 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).

### **Weitere Auskünfte:**

#### **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)

### **Disclaimer**



This press release and the information contained herein may not be published, distributed or transmitted to the United States (USA) Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction into which the same would be unlawful, or given or transmitted to US persons (including legal entities) or to media with a general circulation in the USA. This bond will not be publicly offered for sale outside Switzerland. This media release does not constitute an offer to buy or subscribe for securities; it is neither an issue prospectus within the meaning of Article 35 FinSA nor a listing prospectus within the meaning of the SIX Swiss Exchange Listing Rules.