

Tecan Group AG, Männedorf

Rückkauf eigener Namenaktien auf der ordentlichen Handelslinie an der SIX Swiss Exchange

Der Verwaltungsrat der Tecan Group AG, Seestrasse 103, 8708 Männedorf («Tecan» oder die «Gesellschaft»), hat am 11. August 2025 den Rückkauf eigener Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 im Anschaffungswert von maximal CHF 120 Mio. beschlossen. Die zurückgekauften Namenaktien sollen für allgemeine Geschäftszwecke, einschliesslich Treasury-Zwecke und die Finanzierung potenzieller Übernahmen verwendet werden (das «Rückkaufprogramm»). Auf Basis des Schlusskurses der Namenaktie vom 8. August 2025 an der SIX Swiss Exchange entspricht dies maximal 770'218 Namenaktien oder maximal 6.01% des Aktienkapitals der Gesellschaft, welches derzeit CHF 1'282'588.30 beträgt und in 12'825'883 kotierte Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert eingeteilt ist. Aufgrund der zukünftigen Kursentwicklung kann die Anzahl effektiv zurückgekaufter Namenaktien von der genannten Anzahl Namenaktien abweichen, dabei werden unter dem Rückkaufprogramm jedoch in keinem Fall mehr als 10% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals und der Stimmrechte zurückgekauft.

Das Rückkaufprogramm ist von der Beachtung der Bestimmungen über die öffentlichen Kaufangebote gestützt auf Ziff. 6.1 des Rundschreibens Nr. 1 der Übernahmekommission vom 27. Juni 2013 freigestellt.

Dauer des Rückkaufprogramms

Die Rückkäufe im Rahmen des Rückkaufprogramms können zwischen dem 13. August 2025 und spätestens dem 12. August 2027 an der SIX Swiss Exchange erfolgen. Tecan hat zu keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung, eigene Namenaktien zurückzukaufen; sie wird je nach Marktgegebenheiten als Käuferin auftreten. Tecan behält sich vor, das Rückkaufprogramm vorzeitig zu beenden.

Delegationsvereinbarung

Zwischen Tecan und der Zürcher Kantonalbank besteht gemäss Art. 124 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 FinfraV eine Delegationsvereinbarung, wonach die Zürcher Kantonalbank unter Einhaltung von festgelegten Parametern unabhängig Rückkäufe tätigt. Tecan hat jedoch das Recht, diese Delegationsvereinbarung ohne Angaben von Gründen jederzeit aufzuheben, respektive die Parameter gemäss Art. 124 Abs. 3 FinfraV abzuändern.

Maximales Rückkaufvolumen pro Tag

Das maximale Rückkaufvolumen pro Tag gem. Art. 123 Abs. 1 lit. c FinfraV ist auf der Webseite der Tecan unter folgender Adresse ersichtlich: <https://www.tecan.com/sbp>

Veröffentlichung der Transaktionen

Transaktionsmeldungen gemäss der RN 27 des UEK-Rundschreibens Nr. 1 der Übernahmekommission vom 27. Juni 2013 wird Tecan laufend auf ihrer Webseite unter folgender Adresse publizieren: <https://www.tecan.com/sbp>

Nicht-öffentliche Informationen

Tecan bestätigt, dass sie, per Datum dieses Inserates, über keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die eine Entscheidung der Aktionärinnen und Aktionäre massgeblich beeinflussen könnten.

Eigene Namenaktien

Per 8. August 2025 hielt Tecan direkt oder indirekt 125'784 eigene Namenaktien (1.0% des Kapitals und der Stimmrechte).

Aktionärinnen und Aktionäre mit mehr als 3% Stimmrechte

Gemäss dem Geschäftsbericht der Gesellschaft und den bis zum 8. August 2025 publizierten Offenlegungsmeldungen hielten folgende Aktionärinnen mehr als 3% des Kapitals und der Stimmrechte an Tecan:

Chase Nominees Ltd., London, Vereinigtes Königreich:
12.1% des Kapitals und der Stimmrechte

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Schweiz:
10.2% des Kapitals und der Stimmrechte

BlackRock Inc., New York, NY, Vereinigte Staaten:
4.5% des Kapitals und der Stimmrechte

Pictet Asset Management SA, Genf, Schweiz:
5.01% des Kapitals und der Stimmrechte

Israel Englander, New York, Vereinigte Staaten (direkter/indirekter Inhaber: Millennium Partners LP, George Town, KY Integrated Assets III LLC, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten):
3.003% des Kapitals und der Stimmrechte

Credit Suisse Funds AG, Zürich, Schweiz:
3.0% des Kapitals und der Stimmrechte

Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, Schweiz:
3.0% des Kapitals und der Stimmrechte

Über die Absichten der Aktionärinnen und Aktionäre bezüglich des Verkaufs von Namenaktien im Rahmen des Rückkaufangebots hat Tecan keine Kenntnis.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

Beauftragte Bank

Tecan hat die Zürcher Kantonalbank mit der Durchführung des Rückkaufprogramms beauftragt.

Valor / ISIN / Ticker

Namenaktie Tecan Group AG mit einem Nennwert von je CHF 0.10
1210019 / CH0012100191 / TECN

Diese Anzeige stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG dar.

This offer is not being and will not be made, directly or indirectly, in the United States of America and/or to US persons and may be accepted only by Non-US persons and outside the United States of America. Accordingly, copies of this document and any related materials are not being, and may not be, sent or otherwise distributed in or into or from the United States of America, and persons receiving any such documents (including custodians, nominees and trustees) may not distribute or send them in, into or from the United States of America.

12. August 2025