

Tecan Group AG

Protokoll

der
34. ordentlichen Generalversammlung
vom 7. April 2020, 15:30 Uhr
in Männedorf Schweiz

Präsident: Lukas Braunschweiler
Verwaltungsratspräsident / Vorsitzender der Generalversammlung

Protokollführer: Andreas Wilhelm
Sekretär des Verwaltungsrates

Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
 - 4.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
 - 4.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
 - 4.3. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 4.4. Wiederwahl der Revisionsstelle
 - 4.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
5. Vergütungen
 - 5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
 - 5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates
 - 5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Konzernleitung
6. Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals

Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung. Anwesend sind ebenfalls:

- Dr. René Schwarzenbach, für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Proxy Voting Services GmbH;
- Notar Martin Niederhauser vom Notariat Männedorf;
- Martin Mattes von der Revisionsstelle Ernst & Young; und
- Andreas Wilhelm, Sekretär des Verwaltungsrates der Tecan Group AG.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zur Generalversammlung gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden ist. Dies erfolgte durch schriftliche Mitteilung vom 16. März 2020 an die Aktionäre unter Angabe der Traktanden und der Anträge an die im Aktienbuch eingetragene Adresse sowie zusätzlich durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 17. März 2020. Gestützt auf Art. 6a der COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates vom 16. März 2020 und gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 20. März 2020, wurden die Aktionäre mit Schreiben vom 23. März 2020 darüber informiert, dass die Generalversammlung wegen des generellen Versammlungsverbotes ohne Präsenz der Aktionäre durchgeführt wird und dass die Stimmrechte mittels Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden sollen. Das Schreiben wurde am 24. März 2020 elektronisch publiziert und den Aktionären per Post zugestellt.

Die Aktien werden somit nur vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Er vertritt 8'984'241 Aktien. Die Abstimmungsergebnisse zu jedem Traktandum liegen den Anwesenden bereits vor. Traktandierungsanträge gingen keine ein. Protokollführer ist Andreas Wilhelm.

1. Traktandum 1 – Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sind den Aktionären auf Wunsch zugestellt worden und lagen bei der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Vertreter der Revisionsstelle Herr Martin Mattes hat keine weiteren Bemerkungen zum Bericht der Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat beantragte den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 1:

▪ Ja:	8'888'847	(98.94%)
▪ Nein:	24'001	
▪ Enthaltungen:	71'393	

Der Antrag ist somit angenommen.

2. Traktandum 2 – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag ist zweigeteilt, weil es eine normal Dividende und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus den freien Reserven geben soll.

- a) Der Verwaltungsrat beantragte die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.10 je Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (total 11'870'912 zur Dividendenausschüttung berechnete Aktien) und den Vortrag von CHF 203'266'535 auf neue Rechnung

Abstimmungsresultat:

▪ Ja:	8'983'405	(99.99%)*
▪ Nein:	762	
▪ Enthaltungen:	110	

Der Antrag ist somit angenommen.

- b) Der Verwaltungsrat beantragte die Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Rückzahlung von CHF 1.10 je Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (total 11'870'912 zur Rückzahlung berechnete Aktien) und den Vortrag innerhalb der Kapitaleinlagereserve von CHF 65'766'356.

Abstimmungsresultat:

▪ Ja:	8'983'882	(100%)
▪ Nein:	201	
▪ Enthaltungen:	158	

Der Antrag ist somit angenommen.

* Prozentsätze gerundet auf die zweite Kommastelle

3. Traktandum 3 – Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen. Diejenigen Personen, für die Entlastung beantragt wird und die Aktionäre sind, sind bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	8'830'595	(98.61%)
▪ Nein:	47'633	
▪ Enthaltungen:	76'834	

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen und die Décharge somit erteilt.

4.1 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats

Unter Traktandum 4.1 beantragte der Verwaltungsrat die Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder, Lukas Braunschweiler, Oliver Fetzer, Heinrich Fischer, Lars Holmqvist, Karen Hübscher, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak.

Abstimmungsergebnisse:

4.1.a) Lukas Braunschweiler

▪ Ja:	7'801'760	(86.84%)
▪ Nein:	1'181'265	
▪ Enthaltungen:	1'216	

4.1.b) Oliver Fetzer

▪ Ja:	8'904'073	(99.11%)
▪ Nein:	78'512	
▪ Enthaltungen:	1'656	

4.1.c) Heinrich Fischer

▪ Ja:	7'430'981	(82.71%)
▪ Nein:	629'572	
▪ Enthaltungen:	923'688	



4.1.d) Lars Holmqvist

▪ Ja:	4'842'897	(53.90%)
▪ Nein:	3'217'656	
▪ Enthaltungen:	923'688	

4.1.e) Karen Huebscher

▪ Ja:	8'859'605	(98.61%)
▪ Nein:	123'914	
▪ Enthaltungen:	722	

4.1.f) Christa Kreuzburg

▪ Ja:	8'906'736	(99.14%)
▪ Nein:	76'633	
▪ Enthaltungen:	872	

4.1.g) Dan R. Marshak

▪ Ja:	8'905'335	(99.12%)
▪ Nein:	77'240	
▪ Enthaltungen:	1'666	

Somit sind alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt.

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Unter Traktandum 4.2 beantragte der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Lukas Braunschweiler als Verwaltungsratspräsident.

Abstimmungsresultat:

▪ Ja:	7'827'792	(87.13%)
▪ Nein:	1'155'027	
▪ Enthaltungen:	1'422	

Somit ist Lukas Braunschweiler als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.



4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlug die Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Herrn Oliver Fetzer, Frau Christa Kreuzburg sowie Herrn Daniel R. Marshak vor.

Abstimmungsergebnisse:

4.3.a) Oliver Fetzer

▪ Ja:	8'845'833	(98.46%)
▪ Nein:	136'777	
▪ Enthaltungen:	1'631	

4.3.b) Christa Kreuzburg

▪ Ja:	8'750'453	(97.40%)
▪ Nein:	232'267	
▪ Enthaltungen:	1'521	

4.3.c) Dan R. Marshak

▪ Ja:	8'852'615	(98.53%)
▪ Nein:	129'835	
▪ Enthaltungen:	1'791	

Diese Anträge sind angenommen und der Vergütungsausschuss ist somit bestellt.

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlug die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 vor.

Abstimmungsergebnisse:

▪ Ja:	8'972'554	(99.87%)
▪ Nein:	10'009	
▪ Enthaltungen:	1'678	

Somit ist Ernst & Young AG als Revisionsstelle wiedergewählt.

4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Unter Traktandum 4.5 beantragte der Verwaltungsrat, die Proxy Voting Services GmbH als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen.

Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	8'979'901	(99.95%)
▪ Nein:	3'927	
▪ Enthaltungen:	413	

Somit ist die Proxy Voting Services GmbH als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt.

5. Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Vergütungsberichtes 2019 in konsultativer Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	7'296'418	(81.21%)
▪ Nein:	1'673'512	
▪ Enthaltungen:	14'311	

Der Antrag ist somit von den Aktionären gutgeheissen worden.

5.2 Traktandum – Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des unveränderten maximalen Gesamtbetrags von 1'450'000 Franken, welcher den Mitgliedern des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann.

Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	8'365'892	(93.12%)
▪ Nein:	576'126	
▪ Enthaltungen:	51'223	

Der Antrag ist somit von den Aktionären gutgeheissen worden.

5.3. **Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragte, die Genehmigung des unveränderten maximalen Gesamtbetrags von 18'500'000 Franken, welcher den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann, sei dies als Fixlohn, kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung, im Rahmen eines langfristigen Anreizprogramms, in Beteiligungsrechten und in jeder anderen Form der Vergütung.

Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	8'421'443	(93.74%)
▪ Nein:	511'783	
▪ Enthaltungen:	51'015	

Der Antrag ist somit von den Aktionären gutgeheissen worden.

6. **Erneuerung des genehmigten Kapitals**

Das genehmigte Kapital soll gemäss Antrag des Verwaltungsrats um zwei Jahre bis zum 7. April 2022 verlängert werden. Der Statutenwortlaut bleibt abgesehen vom Datum unverändert und ist in der Einladung zu dieser Generalversammlung wiedergegeben worden.

Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	8'945'637	(99.57%)
▪ Nein:	33'962	
▪ Enthaltungen:	4'642	

Somit ist der Antrag mit der notwendigen 2/3 Mehrheit der vertretenen Stimmen angenommen worden.

Ende der Generalversammlung.

Der Präsident:



Lukas Braunschweiler

Der Sekretär:



Andreas Wilhelm