

# Sartorius Aktiengesellschaft

ordentliche Hauptversammlung am 28.03.2019

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Sartorius Aktiengesellschaft in Höhe von 74.880.000,00 EUR, eingeteilt in 37.440.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien, von denen 34.212.224 Stück stimmberechtigt waren, und 37.440.000 auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien, von denen 34.176.068 Stück teilnahmeberechtigt waren, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmung 32.992.228 Stammaktien mit ebenso vielen Stimmen und 524.931 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vertreten. Zusätzlich sind 4.245 Briefwahlstimmen eingegangen. Dies entspricht insgesamt 44,77% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 19.02.2019 bekannt gemacht.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
2	Verwendung Bilanzgewinn	32.966.556	44,03%	32.966.553	99,99%	3	0,01%	angenommen
3	Entlastung Vorstand	32.967.669	44,03%	32.962.879	99,99%	4.790	0,01%	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat	14.212.396	18,98%	14.207.604	99,97%	4.792	0,03%	angenommen
5	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung	32.967.394	44,03%	32.960.667	99,98%	6.727	0,02%	angenommen
6	Wahl des Abschlussprüfers	32.967.896	44,03%	32.957.224	99,97%	10.672	0,03%	angenommen