

# Sartorius Aktiengesellschaft

ordentliche Hauptversammlung am 05.04.2018

## 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 20.025.334 Stammaktien mit ebenso vielen Stimmen und 730.251 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vertreten. Dies entspricht insgesamt 27,72% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 22.02.2018 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 des Bilanzgewinns	19.995.502	26,70%	19.991.298	99,98%	4.204	0,02%	angenommen
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands	19.995.508	26,70%	19.994.108	99,99%	1.400	0,01%	angenommen
4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	1.240.748	1,66%	1.239.344	99,89%	1.404	0,11%	angenommen
5	Wahlen zum Aufsichtsrat	19.982.799	26,69%	19.975.645	99,96%	7.154	0,04%	angenommen
6	Wahl des Abschlussprüfers	19.994.454	26,70%	19.986.835	99,96%	7.619	0,04%	angenommen