

Sartorius Aktiengesellschaft

ordentliche Hauptversammlung am 07.04.2016

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Sartorius Aktiengesellschaft in Höhe von 18.720.000,00 EUR, eingeteilt in 9.360.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien, von denen 8.553.056 Stück stimmberechtigt waren, und 9.360.000 auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien, von denen 8.544.017 Stück teilnahmeberechtigt waren, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung 8.232.052 Stammaktien mit ebenso vielen Stimmen und 281.712 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vertreten. Dies entspricht insgesamt 45,14% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 29.02.2016 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	Bilanzgewinn	8.219.409	43,91%	8.218.754	99,99%	655	0,01%	angenommen
3	Entlastung Vorstand	8.219.409	43,91%	8.219.409	100,00%	0	0,00%	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat	3.530.869	18,86%	3.530.518	99,99%	351	0,01%	angenommen
5	Wahl Abschlussprüfer	8.219.567	43,91%	8.218.059	99,98%	1.508	0,02%	angenommen
6	Erhöhung Grundkapital	8.219.532	43,91%	8.215.489	99,95%	4.043	0,05%	angenommen
7	Gewinnberechtigung Vorzugsaktionäre	8.219.409	43,91%	8.215.739	99,96%	3.670	0,04%	angenommen