

Abstimmungsergebnisse

TOP	Index		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%
2		Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sartorius Aktiengesellschaft	33.969.736	45,37	33.968.953	99,99	783	0,01
3		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	33.969.721	45,37	33.969.693	99,99	28	0,01
4		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	15.211.873	20,32	15.210.264	99,99	1.609	0,01
5		Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2021	33.968.721	45,36	33.962.512	99,98	6.209	0,02
6		Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	33.968.704	45,36	33.941.171	99,92	27.533	0,08
7		Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats	33.968.511	45,36	33.964.597	99,99	3.914	0,01