

**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	32.615.570	43,56	32.615.019	99,99	551	0,01	angenommen
3		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	32.614.515	43,56	32.521.464	99,71	93.051	0,29	angenommen
4		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	13.861.020	18,51	13.496.549	97,37	364.471	2,63	angenommen
5	1)	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte/ Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2026 und im Geschäftsjahr 2027 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	32.615.886	43,56	32.519.966	99,71	95.920	0,29	angenommen
5	2)	Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026	32.615.736	43,56	32.614.057	99,99	1.679	0,01	angenommen
6		Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	32.560.641	43,48	32.188.923	98,86	371.718	1,14	angenommen

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge, so wie sie im Bundesanzeiger vom 16.02.2026 bekannt gemacht wurden.