

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	32.893.952	43,93	32.882.445	99,97	11.507	0,03
3		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	32.893.729	43,93	32.892.319	99,99	1.410	0,01
4		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	14.139.569	18,88	14.136.449	99,98	3.120	0,02
5		Beschlussfassung über die Änderung der Satzung	32.892.097	43,93	32.879.002	99,96	13.095	0,04
6		Wahlen zum Aufsichtsrat: Prof. David Ebsworth	32.892.097	43,93	32.880.935	99,97	11.162	0,03
7		Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2020	32.892.497	43,93	32.883.081	99,97	9.416	0,03