

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	32.860.874	43,88	32.860.860	99,99	14	0,01
3		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	32.860.809	43,88	32.853.887	99,98	6.922	0,02
4		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	14.106.649	18,84	14.076.670	99,79	29.979	0,21
5		Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2022	32.860.859	43,88	32.833.681	99,92	27.178	0,08
6		Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	32.861.262	43,89	32.708.292	99,53	152.970	0,47
7		Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	32.861.046	43,88	32.717.681	99,56	143.365	0,44
8		Wahlen zum Aufsichtsrat:						
	a)	Prof. David Ebsworth, PhD	32.856.544	43,88	32.794.850	99,81	61.694	0,19
	b)	Dr. Daniela Favoccia	32.856.664	43,88	32.794.673	99,81	61.991	0,19
	c)	Dr. Lothar Kappich	32.856.544	43,88	32.714.026	99,57	142.518	0,43
	d)	Ilke Hildegard Panzer	32.856.849	43,88	32.797.364	99,82	59.485	0,18
	e)	Frank Riemensperger	32.856.527	43,88	32.795.022	99,81	61.505	0,19
	f)	Prof. Dr. Klaus Rüdiger Trützschler	32.856.844	43,88	32.795.078	99,81	61.766	0,19
9		Beschlussfassung über die Zustimmung zur Ergänzung bestehender Ergebnisabführungsverträge zwischen der Sartorius Aktiengesellschaft und ihren Tochtergesellschaften Sartorius Lab Holding GmbH und Sartorius Corporate Administration GmbH jeweils um einen Beherrschungsteil	32.855.729	43,88	32.855.668	99,99	61	0,01