

Sartorius Aktiengesellschaft

ordentliche Hauptversammlung am 06.04.2017

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Sartorius Aktiengesellschaft in Höhe von 74.880.000,00 EUR, eingeteilt in 37.440.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien, von denen 34.212.224 Stück stimmberechtigt waren, und 37.440.000 auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien, von denen 34.176.068 Stück teilnahmeberechtigt waren, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmung 32.959.147 Stammaktien mit ebenso vielen Stimmen und 783.596 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vertreten. Dies entspricht insgesamt 45,06% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 24.02.2017 bekannt gemacht.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden				Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	Ja-Stimmen absolut	Nein-Stimmen absolut	
2	Bilanzgewinn	32.897.600	43,93%	32.874.249	23.351	angenommen
3	Entlastung Vorstand	32.898.630	43,94%	32.897.230	1.400	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat	14.144.470	18,89%	14.143.070	1.400	angenommen
5a	AR-Wahl: Frau Dr. Favoccia	32.878.535	43,91%	32.877.037	1.498	angenommen
5b	AR-Wahl: Herr Dr. Kappich	32.888.765	43,92%	32.882.889	5.876	angenommen
5c	AR-Wahl: Frau Panzer	32.895.875	43,93%	32.894.455	1.420	angenommen
5d	AR-Wahl: Herr Prof. Dr. Dres. h.c. Picot	32.894.856	43,93%	32.891.940	2.916	angenommen
5e	AR-Wahl: Herr Prof. Dr. Scheper	32.894.837	43,93%	32.893.485	1.352	angenommen
5f	AR-Wahl: Herr Prof. Dr. Trützscher	32.887.553	43,92%	32.881.169	6.384	angenommen
6	Wahl Abschlussprüfer	32.865.123	43,89%	32.847.806	17.317	angenommen