

Ordentliche Hauptversammlung der Sartorius AG
am 10. April 2014 in Göttingen

Abstimmungsergebnisse

Tagesordnungspunkt		Stimme- rechtigte Präsenz	Abgegebene gültige Ja- und Nein-Stimmen*	In % des stimmberechtigten Grundkapitals	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	Anteil Zustimmung in %	Ja- und Nein-Stimmen in Bezug auf das gesamte Grundkapital
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sartorius Aktiengesellschaft	8.197.639	8.184.016	95,9658%	3.156.611	5.027.405	61,4296	43,7180%
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	8.197.639	8.184.477	95,9712%	101	8.184.376	99,9988	43,7205%
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	3.509.047	3.495.937	40,9934%	100	3.495.837	99,9971	18,6749%
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2014	8.197.639	8.183.501	95,9597%	9.260	8.174.241	99,8868	43,7153%

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

*Dies entspricht der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.