

**Ordentliche Hauptversammlung der Sartorius AG
am 9. April 2015 in Göttingen**



Abstimmungsergebnisse

Tagesordnungspunkt		Stimme- berechtigte 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	8.220.406	8.214.278	96,3206%	6.603	8.207.675	99,9196%	43,8797%
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	8.220.406	8.213.278	96,3089%	4.302	8.208.976	99,9476%	43,8743%
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	3.531.814	3.524.738	41,3311%	4.303	3.520.435	99,8779%	18,8287%
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2015	8.220.406	8.214.275	96,3206%	5.966	8.208.309	99,9274%	43,8797%
6.	Beschlussfassung über die Erächtigung zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts	8.220.406	8.212.224	96,2966%	11.762	8.200.462	99,8568%	43,8687%

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

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