

Deutsch

EQS Stimmrechtsmitteilung: SARTORIUS Aktiengesellschaft
Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.09.2026 / 08:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch [EQS News](#) - ein Service der [EQS Group](#).
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name:	SARTORIUS Aktiengesellschaft
Straße, Hausnr.:	Otto-Brenner-Straße 20
PLZ:	37079
Ort:	Göttingen Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI):	529900EQV2DY4FOAMU38

2. Grund der Mitteilung

	Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
	Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
	Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X	Sonstiger Grund: Erbfall Alice N. Schwartz (siehe Ziffer 10)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Norman D. Schwartz Geburtsdatum: 10.03.1950

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Bio-Rad Laboratories GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:

25.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

	Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)	Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)	Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)	Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu	34,69 %	0,00 %	34,69 %	37440000
letzte Mitteilung	n/a %	n/a %	n/a %	/

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN	absolut	in %
------	---------	------

	direkt (§ 33 WpHG)	zugerechnet (§ 34 WpHG)	direkt (§ 33 WpHG)	zugerechnet (§ 34 WpHG)
DE0007165607	0	12987900	0,00 %	34,69 %
Summe	12987900		34,69 %	

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
			0	0,00 %
		Summe	0	0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
				0	0,00 %
			Summe	0	0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

	Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X	Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher
Norman D. Schwartz	%	%	%
David Schwartz Non-Exempt Marital Trust	%	%	%
Blue Raven Partners, L.P.	%	%	%
Bio-Rad Laboratories, Inc.	%	%	%
Bio-Rad Luxembourg S.à r.l.	%	%	%
Bio-Rad France Holding SAS	%	%	%
Bio-Rad Laboratories GmbH	34,69 %	%	34,69 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte	Anteil Instrumente	Summe Anteile
%	%	%

10. Sonstige Informationen:

Erblasser ist Frau Alice N. Schwartz

Datum

24.09.2026

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS Aktiengesellschaft
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet: www.sartorius.com
LEI Code: 529900EQV2DY4FOAMU38

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

2405284 25.09.2026 CET/CEST