

Deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.02.2026 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform:	Ebsworth GmbH
----------------------	---------------

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:	
Titel:	Prof. Ph.D.
Vorname:	David Raymond
Nachname(n):	Ebsworth
Position:	Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SARTORIUS AG

b) LEI

529900EQV2DY4FOAMU38

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:	Aktie
ISIN:	DE0007165631

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)	Volumen
227,50 EUR	22.750,00 EUR
227,50 EUR	22.750,00 EUR
227,60 EUR	125.180,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis	Aggregiertes Volumen
227,5733 EUR	170.680,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

2026-02-11; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:	tradegate
MIC:	XGAT

13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet: www.sartorius.com

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

103226 13.02.2026 CET/CEST

Englisch

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.02.2026 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name

Name and legal form:	Ebsworth GmbH
----------------------	---------------

2. Reason for the notification

a) Position / status

Person closely associated with:	
Title:	Prof. Ph.D.
First name:	David Raymond
Last name(s):	Ebsworth
Position:	Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name

SARTORIUS AG

b) LEI

529900EQV2DY4FOAMU38

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type:	Share
ISIN:	DE0007165631

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s)	Volume(s)
227.50 EUR	22,750.00 EUR
227.50 EUR	22,750.00 EUR
227.60 EUR	125,180.00 EUR

d) Aggregated information

Price	Aggregated volume
227.5733 EUR	170,680.00 EUR

e) Date of the transaction

2026-02-11; UTC+1

f) Place of the transaction

Name:	tradegate
MIC:	XGAT

13.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Language: English

Company: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Germany
Internet: www.sartorius.com

End of News

EQS News Service

103226 13.02.2026 CET/CEST