

## Deutsch

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

11.12.2023 / 16:00 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

Titel:	Dr.
Vorname:	Alexandra
Nachname(n):	Gatzemeyer

### 2. Grund der Meldung

#### a) Position / Status

Position:	Vorstand
-----------	----------

#### 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

Zusage von 1186 Vorzugsaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil mit geplantem Vollzug der Aktienübertragung Anfang Januar 2024
--

#### c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)	Volumen
nicht bezifferbar	nicht bezifferbar

#### d) Aggregierte Informationen

Preis	Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar	nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2023-12-07; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

11.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.  
Medienarchiv unter <https://eqs-news.com>

Sprache: Deutsch  
Unternehmen: SARTORIUS AG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Deutschland  
Internet: [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

87943 11.12.2023 CET/CEST

### Englisch

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

11.12.2023 / 16:00 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

Title:	Dr.
First name:	Alexandra
Last name(s):	Gatzemeyer

### 2. Reason for the notification

a) Position / status

Position:	Member of the managing 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

Grant of 1186 preference shares as a share-based remuneration component with planned settlement of the share transfer at the beginning of January 2024

c) Price(s) and volume(s)

Price(s)	Volume(s)
not numberable	not numberable

d) Aggregated information

Price	Aggregated volume
not numberable	not numberable

e) Date of the transaction

2023-12-07; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

11.12.2023 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at [www.eqs-news.com](http://www.eqs-news.com)

Language: English  
Company: SARTORIUS AG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Germany  
Internet: [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

End of News

EQS News Service

87943 11.12.2023 CET/CEST