

## 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: | DE0007165607 |

#### b) Art des Geschäfts

|  |
|--|
| Zusage von 1496 Stammaktien 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 Distributionservices 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

87933 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: | DE0007165607 |

b) Nature of the transaction

Grant of 1496 ordinary 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

87933 11.12.2023 CET/CEST