

## Lebenslauf | Dr. Alexandra Gatzemeyer

Mitglied des Vorstands der Sartorius AG

Leiterin Lab Products & Solutions

Alexandra Gatzemeyer, geboren 1979, leitet die Sparte Lab Products & Services. Seit dem 1. Mai 2023 ist sie Mitglied des Vorstands der Sartorius AG.

Während ihrer mehr als 18-jährigen Laufbahn im Unternehmen war sie zuvor in verschiedenen Leitungspositionen tätig, unter anderem im Produktmanagement, im Personalbereich sowie als Geschäftsführerin einer Landesgesellschaft.

Vor ihrer Bestellung in den Vorstand führte Alexandra Gatzemeyer bei Sartorius die Vertriebs- und Serviceorganisation der Sparte Lab Products & Services. Ihren Dokortitel in Chemie und Pharmakologie erwarb sie an der heutigen Staatlichen Chemisch-Pharmazeutischen Universität St. Petersburg.

### Persönliche Informationen

Geburtsjahr: 1979

Nationalität: Russisch

Bestellt als Mitglied des Vorstands bis Mai 2026

### Beruflicher Werdegang

Seit Mai 2023	Leiterin der Sparte Lab Products & Services Mitglied des Vorstands der Sartorius AG <sup>1</sup> , Deutschland
2020-2023	Leiterin Vertrieb und Service Sparte LPS, Sartorius Konzern, Deutschland
2018-2020	Leiterin Produktmanagement Lab Essentials, Sartorius Konzern, Deutschland
2017-2020	Global HR Business Partner Lab Products & Services, Sartorius Konzern, Deutschland
2012-2017	Geschäftsführerin, Sartorius Konzern, Russland
2011-2017	Geschäftsführerin RU / CIS, Sartorius Konzern, Deutschland
2009-2011	Market Manager RU CIS, Sartorius Konzern, Deutschland
2004-2009	Vertriebsbeauftragte Sartorius Konzern, Russland

<sup>1</sup> Börsennotiert

## **Ausbildung**

- Promotion in Chemie und Pharmakologie an der Staatlichen Chemischen und Pharmazeutischen Universität St. Petersburg, Russland

## **Weitere Mandate und Positionen innerhalb des Konzerns**

- Stellvertretende Vorsitzende der Sartorius Corporate Administration GmbH
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius BioAnalytical Instruments, Inc.
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Corporation
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
- Stellvertretende Vorsitzende des Board of Directors der Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius ForteBio (Shanghai) Co., Ltd.
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Lab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
- Mitglied des Board of Directors der Sartorius Korea LLC
- Vorsitzende des Comité Exécutif der Sartorius France S.A.S.

## **Weitere Mandate und Positionen außerhalb des Konzerns**

- Keine