

Curriculum Vitae | Dr. Alexandra Gatzemeyer

Membre du Directoire de Sartorius AG

Alexandra Gatzemeyer, née en 1979, est Responsable de la division Lab Products & Services. Depuis le 1er mai 2023, elle est membre du Conseil d'administration de Sartorius AG.

Au cours de ses 18 années passées au sein de l'entreprise, elle a occupé divers postes de direction, notamment dans les domaines de la Gestion des Produits et des Ressources Humaines, ainsi qu'en tant que Directrice Générale d'une organisation nationale.

Avant sa nomination au Conseil d'administration, Alexandra Gatzemeyer a dirigé l'organisation des Ventes et des Services de la division Lab Products & Services de Sartorius. Elle est titulaire d'un doctorat en chimie et en pharmacologie de l'Université chimique et pharmaceutique d'État de Saint-Pétersbourg.

Informations personnelles

Année de naissance : 1979

Nationalité : russe

Fin de période de la position actuellement occupée : mai 2026

Profil professionnel

Depuis mai 2023	Membre du Conseil d'administration de Sartorius AG ¹ , Allemagne
2020-2023	Responsable des Ventes et Services de la division LPS, groupe Sartorius, Allemagne
2018-2020	Responsable du Product Management Lab Essentials, Groupe Sartorius, Allemagne
2017-2020	Global HR Business Partner LPS, Groupe Sartorius, Allemagne
2012-2017	Directeur général, groupe Sartorius, Russie
2011-2017	Directeur général RU / CIS, groupe Sartorius, Allemagne
2009-2011	Chef de marché RU CIS, groupe Sartorius, Allemagne
2004-2009	Représentant des ventes groupe Sartorius, Russie

¹ Liste publique

Formation

- Docteur en chimie et en pharmacologie de l'Université chimique et pharmaceutique d'État de Saint-Pétersbourg, Russie

Autres mandats et fonctions actuels au sein du groupe

- Vice-présidente du Conseil de surveillance de Sartorius Corporate Administration GmbH
- Membre du conseil d'administration de Sartorius BioAnalytical Instruments, Inc.
- Membre du conseil d'administration de Sartorius Corporation
- Membre du conseil d'administration de Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
- Vice-présidente de conseil d'administration de Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd.
- Membre du conseil d'administration de Sartorius ForteBio (Shanghai) Co., Ltd.
- Membre du conseil d'administration de Sartorius Lab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
- Membre du conseil d'administration de Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
- Membre du conseil d'administration de Sartorius Korea LLC
- Présidente du Directoire de Sartorius France S.A.S.

Autres mandats et fonctions en cours en dehors du groupe

- Aucun