

Curriculum Vitae | Hermann Jens Ritzau

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Année de naissance : 1966

Nationalité : allemande

Domicile : Katlenburg-Lindau, Allemagne

Membre depuis : Mars 2021

Parcours professionnel

Depuis 1989 Groupe Sartorius, Göttingen

Depuis mars 2020 : Délégué du personnel à plein temps et président du comité d'entreprise de Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG ainsi que membre du comité d'entreprise du groupe de Sartorius AG

2002-2020 : Délégué du personnel de Sartorius AG, de Sartorius Weighing Technology GmbH et de Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

1996-2020 : Représentant adjoint des employés handicapés et représentant principal des employés handicapés de Sartorius AG, de Sartorius Weighing Technology GmbH et de Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

1989-2020 : Collaborateur aux services Logistique, Planification et Service

Appartenance à d'autres conseils de surveillance constitués conformément à la loi

- aucune

Appartenance à des organes de contrôle comparables, nationaux et étrangers, d'entreprises commerciales

- aucune

Autres activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance

- Membre de la commission des conventions collectives pour l'industrie métallurgique et électrique dans les régions de Basse-Saxe, Saxe-Anhalt et Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, ainsi que pour Volkswagen AG
- Juge honoraire au Tribunal des prud'hommes de Göttingen