

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Dietmar Müller, Gleichen
Né en 1976

Parcours professionnel

Depuis 1997 Groupe Sartorius, Göttingen
Depuis 2018 : délégué du personnel à plein temps et président du comité d'entreprise de Sartorius Stedim Biotech GmbH
2016-2018 : Inhouse Sales Representative BPS, Europe centrale
2012-2016 : Chef d'équipe opérations commerciales, Europe centrale
2004-2012 : Service client pour l'Autriche
1999-2003 : Responsable clientèle junior pour l'Allemagne

Formation

- Diplômé en gestion d'entreprise – VWA Göttingen
- Technico-commercial – Sartorius AG, Göttingen

Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les SA

- Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen - Conseil de surveillance
- Gesellschaft für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung Gleichen mbH, Gleichen - Assemblée des associés

Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance

- Président du comité d'entreprise de Sartorius Stedim Biotech GmbH
- Fonctions honorifiques en politique municipale : maire d'Etzenborn, président de groupe au conseil municipal de Gleichen
- Membre du comité de l'association d'entretien Rhume
- Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A.

