

Curriculum Vitae | Annette Becker

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Année de naissance : 1964

Nationalité : allemande

Domicile : Gleichen, Allemagne

Membre depuis : Septembre 2002

Parcours professionnel

Depuis 1995 Groupe Sartorius, Göttingen

Depuis 2014 : Membre du comité d'entreprise du groupe de Sartorius AG (2014-2022 : présidente ; depuis 2022 : vice-présidente)

Depuis 2008 : Déléguée du personnel à plein temps et présidente du comité d'entreprise de Sartorius Corporate Administration GmbH

1998-2008 : Membre du comité d'entreprise de Sartorius AG (depuis 2002 : déléguée du personnel à plein temps)

1996-2002 : Assistante du comité d'entreprise de Sartorius AG

1991-1995 Congé parental (deux enfants)

1983-1990 Activité indépendante (fabrication/vente d'objets d'artisanat d'art, commerce de meubles d'occasion, gérante d'une entreprise de déménagement et de transport de marchandises sur de courtes distances avec location de véhicules)

Formation

- Spécialiste en ressources humaines (diplômée de la Chambre de commerce et d'industrie)

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

- BKK Technoform, Göttingen, Allemagne – Membre du conseil d'administration

Autres activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance

- Juge honoraire au Tribunal des prud'hommes d'Hanovre
- Développement et distribution de jeux éducatifs sur le droit du travail et l'action syndicale
- Intervenante honoraire au centre de formation d'IG Metall à Berlin