

## Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Annette Becker, Göttingen

Née en 1964

### Parcours professionnel :

Depuis 1995 Groupe Sartorius, Göttingen

Depuis 2014 : présidente du comité d'entreprise du groupe de Sartorius AG

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 de décoration, commerce de meubles d'occasion, gérante d'une entreprise de déménagement et de transport de marchandises sur de courtes distances avec location de véhicule)

### Formation :

- Employée des ressources humaines (diplômée de la Chambre de commerce et d'industrie)

### Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A. :

- Aucun

### Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance :

- Présidente à temps plein du comité d'entreprise de Sartorius Corporate Administration GmbH / présidente du comité d'entreprise du groupe de Sartorius AG
- 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 IG Metall de Berlin