

## Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Petra Kirchhoff, Göttingen

Née en 1969

### Parcours professionnel :

- Depuis 2001 Groupe Sartorius, Göttingen  
Depuis 2011 : Responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs
- 2003-2011 : Responsable de la communication du groupe
- Depuis 2001 : Directrice du collège Sartorius
- 1999-2001 Ministère des sciences et de la culture de Basse-Saxe, Hanovre –  
Directrice du service de presse / directrice de cabinet  
Directrice du service de presse
- 1998-1999 Aries M Buchwald e. K., Cassel – Conseillère de projet
- 1996-1998 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH (société de promotion économique et de développement urbain de Göttingen), Göttingen –  
Assistante de direction

### Formation :

- Diplôme de sciences économiques – Université de Göttingen

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

- AWO Göttingen gGmbH, Göttingen – Conseil de surveillance
- SüdniedersachsenStiftung, Göttingen – Conseil de fondation
- Bourse de Basse-Saxe à Hanovre, Hanovre – Conseil de la bourse

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

- Responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs
- Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A.