

## Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Petra Kirchhoff, Göttingen  
geboren 1969

### Beruflicher Werdegang

seit 2001	Sartorius Group, Göttingen
seit 2011	Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations
2003-2011	Leiterin Konzernkommunikation
seit 2001	Leiterin Sartorius College
1999-2001	Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Hannover – Leiterin Pressestelle / Leiterin Ministerbüro Leiterin Pressestelle
1998-1999	Aries M Buchwald e. K., Kassel – Projektberaterin
1996-1998	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH, Göttingen – Assistenz Geschäftsführung

### Ausbildung

- Dipl.-Volkswirtin – Universität Göttingen

### Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG

- Niedersächsische Börse zu Hannover, Hannover – Börsenrat

### Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations bei Sartorius
- AWO Göttingen gGmbH, Göttingen – Aufsichtsrat
- SüdniedersachsenStiftung, Göttingen – Stiftungsrat
- DIRK Deutscher Investor Relations Verband e. V. – Vorstand
- Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG