

## 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:

- AWO Göttingen gGmbH, Göttingen – Aufsichtsrat
- SüdniedersachsenStiftung, Göttingen – Stiftungsrat
- Niedersächsische Börse zu Hannover, Hannover – Börsenrat

### Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations
- Mandate i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG