

## Lebenslauf | Petra Kirchhoff

### Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1969

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Göttingen, Deutschland

Mitglied seit: Oktober 2010

#### 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

#### Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine

#### Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- Niedersächsische Börse zu Hannover, Hannover – Mitglied des Börsenrats

#### Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat,

- AWO Göttingen gGmbH, Göttingen – Mitglied des Aufsichtsrats
- SüdniedersachsenStiftung, Göttingen – Mitglied des Stiftungsrats