

## Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Annette Becker, Göttingen  
geboren 1964

### Beruflicher Werdegang:

- seit 1995 Sartorius Group, Göttingen  
seit 2014: Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Sartorius AG  
seit 2008: freigestellte Betriebsrätin und Vorsitzende des Betriebsrats der Sartorius Corporate Administration GmbH  
1998-2008: Mitglied des Betriebsrats der Sartorius AG  
(seit 2002: freigestellte Betriebsrätin)  
1996-2002: Assistentin des Betriebsrats der Sartorius AG
- 1991-1995 Familienphase (zwei Kinder)
- 1983-1990 selbstständig tätig (Herstellung / Verkauf von kunstgewerblichen Gegenständen, Gebrauchtmöbelhandel, Geschäftsführerin eines Umzugs- und Güternahverkehrsunternehmens mit KFZ-Vermietung)

### Ausbildung:

Personalfachkauffrau (IHK-Abschluss)

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

- keine

### Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- freigestellte Betriebsratsvorsitzende der Sartorius Corporate Administration GmbH / Konzernbetriebsratsvorsitzende der Sartorius AG
- ehrenamtliche RichterIn am LAG Hannover
- Entwicklung und Vertrieb von Lern-Spielen zum Thema Arbeitsrecht und Interessenvertretung
- ehrenamtliche Referentin an der IG Metall-Bildungsstätte Berlin