

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Annette Becker, Göttingen
geb. 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