

Lebenslauf | Annette Becker

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1964

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Gleichen, Deutschland

Mitglied seit: September 2002

Beruflicher Werdegang

- Seit 1995 Sartorius Group, Göttingen
seit 2014: Mitglied des Konzernbetriebsrats der Sartorius AG (2014-2022: Vorsitzende, seit 2022: stellvertretende Vorsitzende)
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)

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- BKK Technoform, Göttingen – Mitglied des Verwaltungsrats

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- ehrenamtliche Richterin am LAG Hannover
- Entwicklung und Vertrieb von Lern-Spielen zum Thema Arbeitsrecht und Interessenvertretung
- ehrenamtliche Referentin an der IG Metall-Bildungsstätte Berlin