

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 Konzern, 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
- ehrenamtliche Referentin für die IG Metall