

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Karoline Kleinschmidt, Hannover
geboren 1965

Beruflicher Werdegang:

- seit 2006 IG Metall Bezirksleitung Niedersachsen und Sachsen-Anhalt –
Gewerkschaftssekretärin
- 2001-2005 IG Metall Berlin – Gewerkschaftssekretärin
- 1993-2001 Stadt Norderstedt – Angestellte
- 1990-1993 Stiftung Berufliche Bildung, Hamburg – Ausbilderin
- 1988-1989 Flohr Otis, Berlin – Arbeiterin

Ausbildung:

- Dipl.-Sozialwirtin – Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg
- Energiegeräteelektronikerin – Flohr Otis, Berlin

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

- keine

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

- Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Bezirksleitung Niedersachsen und Sachsen-Anhalt