

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