

Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Karoline Kleinschmidt, Hanovre

Née en 1965

Parcours professionnel :

Depuis 2006 Direction régionale Basse-Saxe et Saxe-Anhalt chez IG Metall – Secrétaire syndicale

2001-2005 IG Metall Berlin – Secrétaire syndicale

1993-2001 Ville de Norderstedt – Employée

1990-1993 Fondation pour la formation professionnelle, Hambourg – Formatrice

1988-1989 Flohr Otis, Berlin – Employée

Formation :

- Diplôme de sciences sociales – Université des sciences économiques et politiques de Hambourg
- Électronicienne sur équipements énergétiques – Flohr Otis, Berlin

Mandats relevant du § 125 al. 1 tiret 5 de la loi sur les S. A. :

- Aucun

Activités majeures en dehors du mandat au Conseil de surveillance :

- Secrétaire syndicale à la direction régionale Basse-Saxe et Saxe-Anhalt d'IG Metall