

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Sabrina Wirth, Nienburg/Weser

geb. 1979 – Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG seit März 2022

Beruflicher Werdegang

Seit 2020	IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt – Politische Sekretärin für Organisationspolitik in der Bezirksleitung
2016-2020	IG Metall Nienburg-Stadthagen – Erste Bevollmächtigte und Kassiererin
2008-2016	IG Metall Nienburg-Stadthagen – Politische Sekretärin in der Geschäftsstelle
2007-2008	IG Metall – Trainee
2005-2007	Hochschulinformationsbüro Osnabrück – Mitarbeiterin
2003-2007	IG Metall Leer-Papenburg – Jugendsachbearbeiterin
2001	KS Gleitlager GmbH, Papenburg – Industriekauffrau

Ausbildung

- Social Sciences (B.A.) – Universität Osnabrück
- Studium der Betriebswirtschaftslehre (Vordiplom) – Universität Osnabrück
- Industriekauffrau – KS Gleitlager GmbH, Papenburg

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- keine

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- keine