

## Lebenslauf | Beatrix Henseler

### Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1965

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Mettmann, Deutschland

Mitglied seit: September 2025

#### Beruflicher Werdegang

- seit 2019 Sartorius Konzern, Göttingen – Head of Human Resources
- 2015-2019 CLIP TRAINING, Mettmann – Geschäftsführerin und Gründerin
- 2013-2019 Beraterin und Interim Managerin, Mettmann
- 2010-2013 TK Maxx GmbH & Co KG, Düsseldorf – Vice President Human Resources
- 2002-2010 Douglas Holding AG, Hagen
  - 2007-2010: Director Human Resources & Organization
  - 2004-2007: Director Human Resources
  - 2002-2004: Head of Human Resources
- 2000-2002 ESCADA AG, München – International HR Director
- 1997-2000 Philip Morris GmbH, München – EVP Policies & Systems, Head of Central HR
- 1991-1997 Mars GmbH, Viersen – Managementpositionen in Vertrieb und Personal
- 1990-1991 H. Bahlsen Keksfabrik KG, Hannover – Marketing Trainee
- 1989-1990 FAA Bildungsgesellschaft, Gelsenkirchen – Dozentin

#### Ausbildung

- Aufbaustudium Organisationspsychologie, Universität Dortmund
- Diplom-Kauffrau, Universität Essen
- Betriebswirtschaftslehre, Universität Bielefeld

#### **Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten**

- Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen – Mitglied des Aufsichtsrats

#### **Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen**

- keine

#### **Sonstige Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat**

- keine