

Lebenslauf | Ilke Panzer

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Geburtsjahr: 1966

Nationalität: Deutsch

Wohnort: Fredonia, Wisconsin (USA)

Mitglied seit: April 2017

Beruflicher Werdegang

- Seit 2024 Greiner Bio-One International, USA - CEO
- Seit 2022 freiberufliche Beraterin im Bereich Healthcare Innovation
- 2018-2022 Assurance Laboratories LLC, USA - CEO
- 2016-2018 Versiti Inc., USA – Executive Vice President / Chief Innovation Officer / General Manager, Diagnostic Laboratories
- 2006-2016 BloodCenter of Wisconsin, USA
 - 2009-2016: Senior Vice President, Diagnostic Laboratories
 - 2006-2009: Vice President, Diagnostic Laboratories
- 2004-2006 Johnson & Johnson, DePuy Orthopaedics, Inc., USA – Vice President, Worldwide Research & Development
- 1992-2004 General Electric Corporation, USA
 - 2000-2004: General Manager, Global Ultrasound
 - 1999-2000: Global Supply Chain Manager, Ultrasound
 - 1998-1999: Quality Manager, Six Sigma Champion, Ultrasound
 - 1996-1998: Engineering Manager, Computer Tomography
 - 1992-1996: Edison Engineer, Electrical Distribution and Controls

Ausbildung

- Master of Science in Engineering, Computer and Systems Engineering National Technological University, Fort Collins, Colorado

- Bachelor of Science in Engineering, Computer and Systems Engineering University of Connecticut

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

- keine

Sonstige wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

- Vice Chair im Board des Wisconsin Technology Council
- Mitglied im Investment Advisory Committee eines Healthcare Venture Funds