

Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG

Ilke Panzer, Fredonia, WI (USA)

geb. 1966 – Mitglied des Aufsichtsrats der Sartorius AG seit April 2017

Beruflicher Werdegang

- | | |
|-----------|---|
| Seit 2018 | 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