

## Membre du Conseil de surveillance de Sartorius AG

Ilke Panzer, Fredonia, Wisconsin (États-Unis)

Née en 1966

### Parcours professionnel :

- Depuis 2018 Assurance Laboratories LLC, États-Unis – PDG
- 2016-2018 Versiti Inc., États-Unis – Vice-présidente exécutive / directrice de l'innovation / directrice générale, laboratoires de diagnostic
- 2006-2016 BloodCenter of Wisconsin, États-Unis  
2009-2016 : vice-présidente principale, laboratoires de diagnostic  
2006-2009 : vice-présidente, laboratoires de diagnostic
- 2004-2006 Johnson & Johnson, DePuy Orthopaedics, Inc., États-Unis – vice-présidente, recherche et développement Monde
- 1992-2004 General Electric Corporation, États-Unis  
2000-2004 : directrice générale, ultrasons Monde  
1999-2000 : responsable mondiale de la chaîne d'approvisionnement, ultrasons  
1998-1999 : responsable qualité, championne Six Sigma, ultrasons  
1996-1998 : directrice ingénierie, tomodensitométrie  
1992-1996 : ingénieur Edison, distribution de l'électricité et contrôles

### Formation :

- Master en sciences de l'ingénieur, génie informatique et des systèmes  
Université nationale de technologie, Fort Collins, Colorado
- Licence en sciences de l'ingénieur, génie informatique et des systèmes  
Université du Connecticut

**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 :**

- PDG d'Assurance Laboratories LLC
- Vice-présidente au Conseil technologique du Wisconsin
- Membre du comité consultatif de placement d'un fonds de capital-risque sanitaire