Certificat FR11/18658

Le système de management de

PROMEGA FRANCE

24, Chemin de Verrières, 69260 Charbonnières - les Bains, France

a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001:2015

Pour les activités suivantes

Commercialisation et distribution de réactifs biologiques et chimiques et du matériel associé. Développement et supports applicatifs. Formations commerciales et techniques.

Sales and distribution of biological and chemical reagents, and associated instruments. Application development and support. Sales and technical training.

Ce certificat est valable du 01 avril 2023 au 31 mars 2026 et reste valide jusqu'à décision satisfaisante à l'issue des audits de surveillance. Version 6. Certifié depuis le 01 mars 1999



Autorisé par Siham VIDARD

SGS ICS France

29, avenue Aristide Briand 94110 Arcueil France t +33 (0)1 41 24 88 88 - https://www.sgsgroup.fr/









