

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 de réactifs biologiques et chimique,  
du matériel associé ainsi que du support applicatif.**

**Sales of biological and chemical reagents,  
associated instruments and application support.**

Ce certificat est valable du 1 avril 2020 au 31 mars 2023  
et reste valide jusqu'à décision satisfaisante à l'issue des audits de suivi  
Version 4. Date de première certification mars 1999

Autorisé par

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters that appear to be "DA".

SGS ICS

29, avenue Aristide Briand 94111 Arcueil Cedex France  
t +33 (0)1 41 24 87 75 f +33 (0)1 73 01 71 29 www.sgs.com



Page 1 de 1