

Certificat FR11/18658

Le système de management de

PROMEGA FRANCE

24, Chemin de Verrières,
69260 Charbonnières
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 1er avril 2017 au 31 mars 2020
et reste valide jusqu'à décision satisfaisante à l'issue des audits de suivi
Version 3. Date de première certification mars 1999

Autorisé par

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

