

Contacts :

**Mélaïne TERRO**  
Chargée de clientèle  
[melaine.terro@afnor.org](mailto:melaine.terro@afnor.org)  
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Réf.: MET/LOK/NF102/Clients/Solus Scientific Solutions/  
Avis BT\_Solus One SIm\_2018-12-04\_(V).docx

**Solus One Scientific**  
**Monsieur Simon ILLINGWORTH**  
Unit 9 Mansfield Networkcentre  
Millennium Business Park  
Concorde Way  
NG18 5BR Mansfield (UK)

Objet : Marque NF VALIDATION

La Plaine Saint-Denis, le 4 décembre 2018

Monsieur,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 4 décembre 2018 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que le **droit d'usage de la marque NF VALIDATION est accordé** à la société Solus Scientific Solutions pour la méthode alternative suivante :

### **Solus One Salmonella**

**Certifiée sous le N° SOL 37/04-12/18, avec pour fin de validité le 4-Déc.-2022**

La méthode alternative est validée par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 6579-1 (2017) et selon le protocole de validation NF EN ISO 16140-2 (2016) pour la détection de Salmonelles dans les catégories de produits suivantes : produits prêts-à-consommer, prêts-à-réchauffer (à l'exclusion des produits fumés), lait pasteurisé et produits laitiers, et ovoproduits.

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.



Directeur Général  
Franck LEBEUGLE



Contacts:

**Méline TERRO**  
Operations supervisor  
[melaine.terro@afnor.org](mailto:melaine.terro@afnor.org)  
Phone: +33 (0)1 41 62 62 39

Ref.: MET/LOK/NF102/Clients/Solus Scientific Solutions/  
Avis BT\_Solus One SIm\_2018-12-04\_(V).docx

**Solus Scientific Solutions**  
**Mr. Simon ILLINGWORTH**  
Unit 9 Mansfield Networkcentre  
Millennium Business Park  
Concorde Way  
NG18 5BR Mansfield (UK)

Subject: NF VALIDATION mark

La Plaine Saint-Denis, December 3rd, 2018

Dear Sir,

Following the positive agreement expressed on December, 4<sup>th</sup>, 2018, by the Technical Board of the NF VALIDATION mark (NF102), in its application to the food industry, I beg to inform you that the **NF VALIDATION certification has been granted** to Solus Scientific Solutions for the following alternative method:

**Solus One *Salmonella***

**Certificate reference No.SOL 37/04-12/18, with end of validity 4-Dec.-2022**

The alternative method is validated by comparison to the reference method NF EN ISO 6579-1 (2017) and following the validation protocol NF EN ISO 16140 (2016) for the detection of *Salmonella* for the following categories products: ready-to-eat, ready-to-reheat (excluding smoked products), heat processed milk and dairy products, and eggs products.

A further letter will mention full conclusions and possible reservations made by the Technical Board. If reservations are mentioned, I ask you to take them into account without any delay.

Yours Sincerely.



Managing Director  
Franck LEBEUGLE

