



## Agitateur basculant numérique avec plateau

88882013 et 88882014

### Aux États-Unis :

Pour contacter le service client, composez le 1-800-766-7000

Pour envoyer une commande par fax, composez le 1-800-926-1166

Pour une commande en ligne, consultez le site Web [thermofisher.com](http://thermofisher.com)

### Au Canada :

Pour contacter le service client, composez le 1-800-234-7437

Pour envoyer une commande par fax, composez le 1-800-463-2996

Pour une commande en ligne, consultez le site Web [thermofisher.ca](http://thermofisher.ca)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [thermofisher.com](http://thermofisher.com)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

**Manuel d'utilisation**  
Révision A . 04 01 2021

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

## Table des matières

Section 1	Informations importantes	1
	Élimination du produit	2
<hr/>		
Section 2	Introduction	2
	Fonctions	2
<hr/>		
Section 3	Inspection et installation	3
	Liste d'emballage	3
	Connexions	4
	Diagramme de structure	4
<hr/>		
Section 4	Vue d'ensemble	5
	Caractéristiques	5
	Conditions ambiantes	5
	Consignes de sécurité	6
	Charges, angle et vitesse	7
<hr/>		
Section 5	Fonctionnement	8
	Panneau de commande	8
	Installation des deux plateaux	9
	Installation	10
	Réglages	10
<hr/>		
Section 6	Conseils de sécurité et maintenance	12
<hr/>		
Section 7	Dépannage	13
<hr/>		
Section 8	Accessoires en option	14
<hr/>		
Section 9	Informations relatives à la garantie	15
<hr/>		
Section 10	Conformité	16
<hr/>		

## Section 1 Informations importantes

Le non-respect des avertissements suivants pourrait occasionner des blessures graves voire des accidents mortels.

Avant l'installation, vérifiez la tension, la phase et la capacité de l'alimentation électrique sur la plaque d'identification. Effectuez les branchements appropriés.

L'alimentation électrique doit être correctement mise à la terre. Un branchement à la terre anormal provoque de graves dommages. La mise à la terre ne doit pas être effectuée sur le tuyau d'eau ni sur le tuyau de gaz.

Utilisez le cordon d'alimentation fourni.  
Cordon d'alimentation :

prise murale avec cordon d'alimentation à borne de terre, 250 V, 10 A.

N'installez pas le produit dans un endroit d'où le gaz pourrait s'échapper. N'utilisez pas le produit dans des endroits contenant de la fumée d'huile industrielle ou des poussières métalliques. Ces lieux présentent un risque d'incendie ou de décharge électrique. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'endroits où une explosion pourrait se produire en raison de l'évaporation de gaz organiques.

Matières explosives : acide, ester, composé nitré.

Matières inflammables : peroxydes de sel, peroxyde inorganique, acides de sel.

Vérifiez les conditions ambiantes admissibles de l'équipement lors d'une utilisation dans une chambre de température et d'humidité ou dans un incubateur. Cela peut provoquer des incendies ou des problèmes au niveau de l'alimentation électrique et de l'électronique de l'agitateur, ainsi que des dommages au moteur.

Conditions ambiantes admissibles de l'agitateur basculant : température : 5°C à 40°C ; humidité relative maximale : 80 %.

Débranchez le produit s'il émet un bruit, une odeur et/ou une fumée inhabituels. Cessez toute utilisation et contactez le service d'assistance technique.

Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver sa durée de vie et assurer son bon fonctionnement.

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides et susceptibles d'être inondés.

Toute modification apportée au produit pourrait entraîner son inefficacité. Cela annulerait également la garantie. Cela représente également une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures légères ou modérées.

Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas l'appareil sur le cordon. Il pourrait décoller le revêtement du câble et provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas le cordon avec les mains mouillées et placez correctement la fiche principale pour éviter les décharges électriques et les blessures.

Il peut s'avérer pratique d'installer une prise de courant à proximité de l'instrument. Prévoyez un espace suffisant autour du produit pour assurer une bonne ventilation, veiller à ce que l'interrupteur d'alimentation soit accessible et permettre à l'instrument de fonctionner sans entrave.

N'installez pas l'agitateur rotatif à proximité de machines générant un bruit haute fréquence. Évitez d'installer l'appareil à proximité d'une machine à souder haute fréquence, d'une machine à coudre ou d'un régulateur de débit massique SCR.

N'injectez ni liquides ni matières inflammables à l'intérieur du produit.

Ne versez pas d'eau et n'appliquez pas de liquide sur le dessus du produit lors du nettoyage. En cas de pénétration d'eau dans le produit, débranchez immédiatement l'alimentation principale et contactez l'assistance technique.

Ne laissez pas le produit subir un choc violent ni de fortes vibrations. Cela pourrait entraîner un fonctionnement anormal ou des problèmes et nuire au bon fonctionnement du produit et à sa capacité à obtenir des résultats corrects.

N'utilisez pas d'insecticide ni de pulvérisateur inflammable sur le produit. Utilisez des chiffons doux. Le nettoyage avec un solvant peut provoquer un incendie et une déformation.

Lors du nettoyage, éteignez le produit pour éviter les décharges électriques et les incendies.

Ne faites pas tomber l'appareil.

Cela entraînerait un mauvais fonctionnement ou une défaillance.

Utilisez uniquement des accessoires conformes aux spécifications du fabricant.

### Élimination du produit

Mettez au rebut l'appareil en séparant le plastique, le moteur et les composants électroniques, et éliminez-les conformément aux lois et réglementations locales.

## Section 2 Introduction

Merci d'avoir choisi l'agitateur basculant numérique avec plateau Thermo Scientific. Cet instrument convient à diverses opérations de mélange dans différents domaines, notamment l'hybridation, les techniques de blotting et les gels de coloration ou décoloration. Pour éviter tout accident pendant le fonctionnement, utilisez des bandes en caoutchouc pour attacher les récipients au plateau.

Ce produit est destiné à être utilisé en laboratoire et non en milieu clinique.

### 2.1 Fonctions

- ◆ L'instrument effectue une agitation va-et-vient de gauche à droite.
- ◆ Il possède une plage de réglages de l'angle de 1~15°.
- ◆ Il offre un réglage de vitesse, un mode de fonctionnement continu et une fonction minuterie.
- ◆ L'instrument dispose d'une fonction d'affichage du réglage de la vitesse / l'angle.
- ◆ Il est doté d'un bouton permettant de régler la vitesse en continu.
- ◆ Il utilise un moteur pas à pas doté d'une commande précise de la vitesse et offrant stabilité et sécurité, ainsi que des caractéristiques fiables.
- ◆ L'appareil comprend une fonction de récupération d'énergie.
- ◆ Le boîtier est fabriqué en ABS, une matière qui possède une excellente résistance à la chaleur, à la corrosion, aux chocs et aux produits chimiques.
- ◆ Comprend un plateau de grandes dimensions et des bandes en caoutchouc pour répondre aux besoins du client.

## Section 3 Inspection et installation

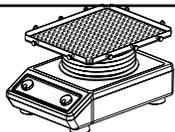
Avant de déballer l'appareil, vérifiez d'abord que l'emballage n'est pas abîmé.

Déballer ensuite l'appareil. Inspectez-le soigneusement pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé au cours de l'expédition.

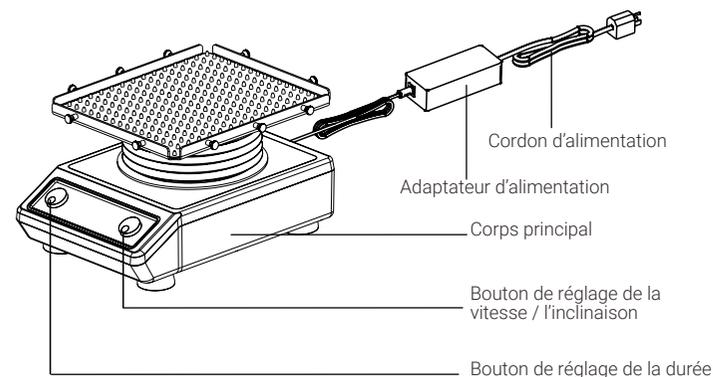
Après avoir déballé le produit, vérifiez que toutes les pièces et les accessoires énumérés ci-dessous sont présents. S'il manque des composants, prenez contact avec nous ou avec l'agent chez lequel vous avez acheté l'appareil.

### 3.1 Liste d'emballage

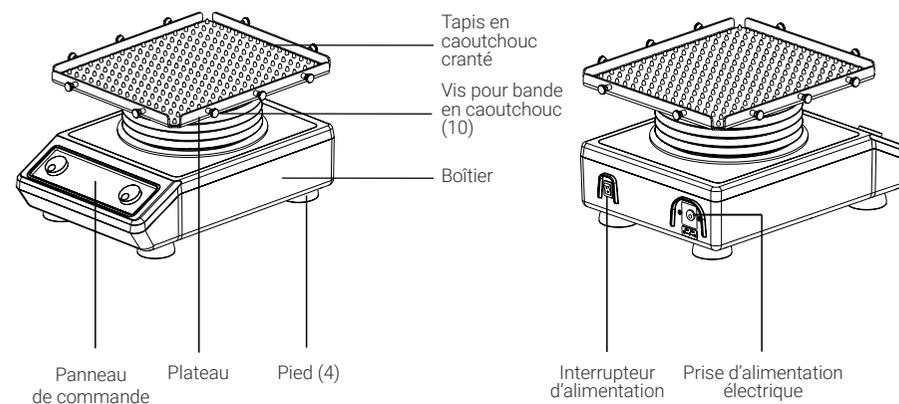
Tableau -1. Liste d'emballage

Description	Référence catalogue		Figure
Agitateur basculant numérique avec plateau	88882013	88882014	
Tapis en caoutchouc cranté (installé)	1	1	
Adaptateur pour alimentation générale	1	1	
Prise U.S.	1	S.O.	
Prise CN	S.O.	1	
Prise UE	S.O.	1	
Prise UK	S.O.	1	
Vis pour bande en caoutchouc (installée)	10	10	
Bande en caoutchouc	6	6	

### 3.2 Connexions



### 3.3 Diagramme de structure



## Section 4 Vue d'ensemble

### 4.1 Caractéristiques

Vitesse de rotation	Plage de vitesses.....	1~70 tr/min
	Précision de l'affichage .....	1 tr/min
	Précision de la vitesse.....	$\pm 1$ tr/min $\leq 50$ tr/min, $\pm 2$ tr/min $> 50$ tr/min
Angle d'oscillation	Mode d'oscillation.....	Agitation va-et-vient de gauche à droite
	Plage de réglage de l'angle .....	1°~24°
	Précision de l'angle.....	$\pm 1^\circ$
Charge	Charge maximale (centrée sur le plateau).....	8 kg à $\leq \pm 12^\circ$ à $\leq 40$ tr/min
	Durée	Minuterie .....0 (mode continu) / 1 s à 9 999 min
Dimensions	Dimensions hors tout .....	390 × 292 × 206 mm
	Dimensions du plateau.....	322 × 282 × 19 mm
	Dimensions avec emballage .....	487 × 387 × 354 mm
Poids	Poids net .....	11,5 kg (25,3 lb)
	Poids brut.....	13,5 kg (29,8 lb)
Alimentation électrique	Entrée.....	100-240 VCA~, 50/60 Hz, 0,1 A
	Sortie.....	24 V=, 2,5 A
Autres	Certification .....	RoHS, DEEE, cCSAus, marquage CE

### 4.2 Conditions ambiantes

Conditions ambiantes d'application : utilisation en intérieur

Température ..... 5 à 40°C

Fluctuation de tension.....  $\pm 10$  % de la tension nominale

Altitude.....  $\leq 2 000$  m

Humidité..... 20 à 85 %

Conditions ambiantes de stockage

Température ..... 0 à 60°C

Humidité..... 20 à 90 % sans condensation

### 4.3 Consignes de sécurité

Veillez lire le manuel d'instructions dans son intégralité avant d'utiliser l'agitateur basculant numérique avec plateau.



**AVERTISSEMENT NE PAS** utiliser l'agitateur basculant numérique avec plateau dans une atmosphère dangereuse ou avec des matières dangereuses pour lesquelles l'appareil n'a pas été conçu. L'utilisateur doit également savoir que la protection fournie par l'équipement pourra être compromise si les accessoires utilisés ne sont pas fournis ni recommandés par le fabricant ou s'ils sont utilisés d'une manière non spécifiée par le fabricant.

**ATTENTION !** Pour éviter tout choc électrique, couper complètement l'alimentation de l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation de l'appareil ou de la prise murale. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant toute intervention de maintenance ou d'entretien. Tout déversement doit être rapidement nettoyé. Les déversements de produits représentant un risque biologique doivent être rapidement nettoyés à l'aide d'un liquide approuvé. Les déversements de solvants constituent un risque d'incendie.

Arrêter immédiatement l'appareil et **NE PAS** l'utiliser tant que le nettoyage n'est pas terminé et que les vapeurs ne se sont pas dissipées.

**NE PAS** immerger l'appareil pour le nettoyer.

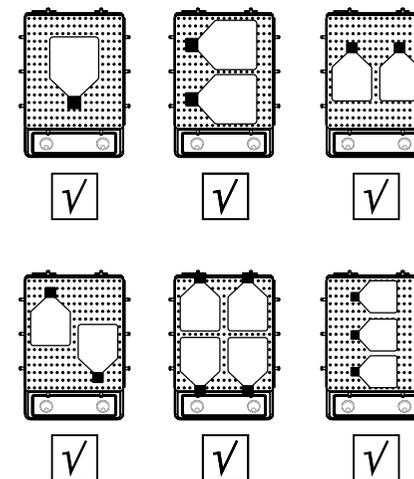
**NE PAS** utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommages électriques ou mécaniques.

#### Position des charges

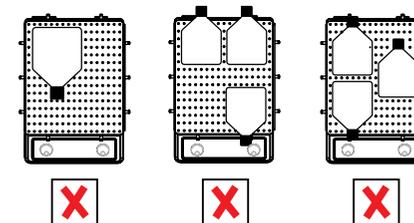
Placez les charges dans les positions recommandées ci-dessous :

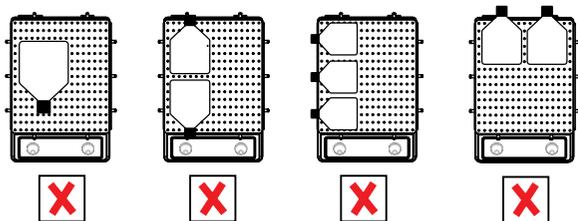
1. Placez la charge au centre du plateau.
2. Placez les charges de manière symétrique autour du centre du plateau.
3. Veillez à utiliser des bandes en caoutchouc pour attacher les récipients au plateau.

#### Positionnement symétrique



#### Positionnement asymétrique





**⚠** Un chargement ou déchargement asymétrique peut nuire au fonctionnement normal de l'instrument voire causer des dommages imprévisibles.

#### 4.4 Charges, angle et vitesse

Angle d'inclinaison	Positionnement	Vitesse maximale (tr/min)	Poids maximal (kg)
24°	Centré	70	2,0
1°	Centré	70	2,0
24°	Centré	50	4,0
1°	Centré	50	4,0

#### Plateau double couche

Partie de l'accessoire	Angle d'inclinaison	Positionnement	Vitesse maximale (tr/min)	Poids maximal (kg)
Plateau double	1°-24°	Centré	70	1,0
Plateau simple	1°-24°	Centré	70	2,0

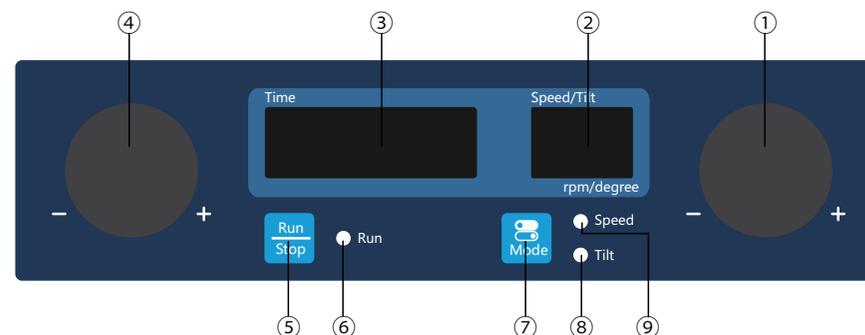
**Avertissement :** le positionnement du flacon de culture cellulaire dans le coin ou sur un côté du plateau peut influencer sur la vitesse maximale de l'instrument.

Si l'expérience exige un positionnement asymétrique, ne choisissez pas le réglage de vitesse maximal, mais modifiez plutôt la vitesse progressivement.

## Section 5 Fonctionnement

Cette section traite du panneau de commande et de son fonctionnement.

### 5.1 Panneau de commande

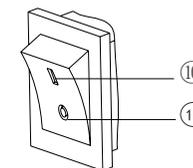


- ①. Bouton de réglage de Speed / Tilt (la vitesse / l'inclinaison) : tournez ce bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter / diminuer le réglage de la vitesse / l'inclinaison de l'instrument.
- ②. Fenêtre d'affichage de Speed / Tilt (la vitesse / l'inclinaison) : affiche le réglage de la vitesse / l'inclinaison (lorsque l'instrument est en veille) ou la vitesse / l'inclinaison actuelle (lorsque l'instrument est en marche).
- ③. Fenêtre d'affichage de Time (la durée) : affiche la durée cumulée (en mode continu) ou la durée restante (en mode minuterie). La plage d'affichage de la durée est de 0 s à 9 999 minutes.
- ④. Bouton de réglage de Time (la durée) : tournez ce bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter / diminuer le réglage de la durée de l'instrument.
- ⑤. Bouton Run / Stop (Marche / Arrêt) : permet de démarrer ou d'arrêter l'instrument.
- ⑥. Témoin Run (Marche) : le témoin est

allumé lorsque l'instrument fonctionne et éteint lorsque l'instrument est en veille.

- ⑦. Bouton Mode : permet de basculer entre les modes Speed (Vitesse) et Tilt (Inclinaison).
- ⑧. Témoin Tilt (Inclinaison) : s'allume lorsque l'instrument est en mode de réglage de l'inclinaison.
- ⑨. Témoin Speed (Vitesse) : s'allume lorsque l'instrument est en mode de réglage de la vitesse.

#### Interrupteur d'alimentation



- ⑩. Position I : lorsque l'interrupteur est sur la position "I", l'instrument est sous tension.
- ⑪. Position O : lorsque l'interrupteur est sur la position "O", l'instrument est hors tension.

## 5.2 Installation des deux plateaux

Utilisez uniquement des accessoires conformes aux spécifications du fabricant.

1. Retirez la vis pour bande en caoutchouc aux positions A1 à A4, comme illustré sur la figure 1.
2. Placez les deux plateaux sur les barres d'empilement aux positions A1 à A4, comme illustré sur la figure 2.
3. Serrez la vis pour bande en caoutchouc sur les deux plateaux, comme illustré sur la figure 3.

### Avertissement :

- (1). La charge maximale appliquée sur la couche supérieure ne peut dépasser 1 kg à 70 tr/min.
- (2). Il est possible d'utiliser des bandes en caoutchouc (88882103) pour éviter que le tube ne chute en raison d'un angle d'oscillation trop important. Le sens de placement des tubes est indiqué sur la figure 4.

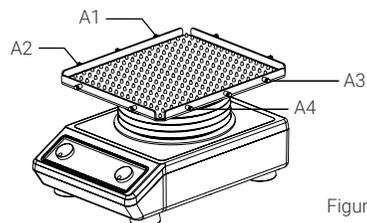


Figure 1

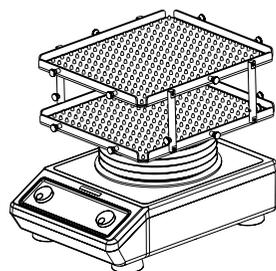


Figure 2

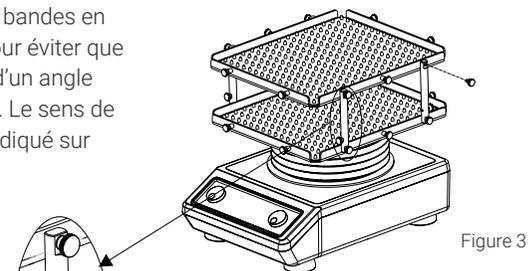


Figure 3

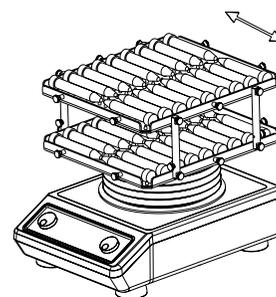


Figure 4

## 5.3 Installation

1. Connectez tous les composants conformément aux figures présentées à la page 4 de ce manuel. Utilisez une prise de courant mise à la terre. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil se trouve sur une surface plane.
2. Placez l'interrupteur d'alimentation en position "I" et mettez l'instrument sous tension.

Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour diminuer la vitesse et dans le sens horaire pour augmenter la vitesse. Appuyez ensuite sur le bouton dans les 5 secondes qui suivent pour confirmer le réglage. Le tube numérique cesse de clignoter pour indiquer que le réglage de la vitesse est terminé.

## 5.4 Réglages

### Réglage de la durée

1. Mode continu

Appuyez sur le bouton de réglage de Time (la durée). Lorsque la fenêtre d'affichage de la durée indique 00:00, tournez le bouton dans le sens antihoraire pour diminuer la durée et dans le sens horaire pour augmenter la durée. Appuyez ensuite sur le bouton dans les 5 secondes qui suivent pour confirmer le réglage. Le tube numérique cesse de clignoter pour indiquer que le réglage de la durée est terminé. L'instrument est en mode continu.

### 2. Mode minuterie

Appuyez sur le bouton de réglage de Time (la durée). Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour diminuer la durée et dans le sens horaire pour augmenter la durée. Appuyez ensuite sur le bouton dans les 5 secondes qui suivent pour confirmer le réglage. Le tube numérique cesse de clignoter pour indiquer que le réglage de la durée est terminé. L'instrument est en mode minuterie.

### Réglage de la vitesse

1. Appuyez sur le bouton "Mode". Le témoin Speed (Vitesse) s'allume.
2. Appuyez sur le bouton de réglage de Speed / Tilt (la vitesse / l'inclinaison).

### Réglage de l'angle d'inclinaison

1. Appuyez sur le bouton "Mode". Le témoin Tilt (Inclinaison) s'allume.
2. Appuyez sur le bouton de réglage de Speed / Tilt (la vitesse / l'inclinaison). Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour diminuer l'inclinaison et dans le sens horaire pour augmenter l'inclinaison. Appuyez ensuite sur le bouton dans les 5 secondes qui suivent pour confirmer le réglage. Le tube numérique cesse de clignoter pour indiquer que le réglage de l'inclinaison est terminé.

### Réglage de la durée d'oscillation

Appuyez sur le bouton de réglage de Time (la durée). La fenêtre affiche la valeur réglée. Lorsque la durée affichée est comprise entre 00:01 et 99:59, la valeur augmente ou diminue par défaut par incréments de 1 seconde. Continuez à tourner le bouton dans le sens horaire. La valeur 0100 s'affiche sur la fenêtre d'affichage de la durée. Lorsque la durée affichée est comprise entre 0100 et 9999, l'incrément par défaut est de 1 minute. Réappuyez ensuite sur le bouton dans les 5 secondes qui suivent. Le tube numérique cesse de clignoter et la valeur affichée est automatiquement définie comme réglage de la durée d'oscillation.

### Démarrage et arrêt

Appuyez sur le bouton . L'instrument fonctionne avec les réglages spécifiés et le témoin Run (Marche) est allumé. La fenêtre d'affichage de Time (la durée) indique la durée cumulée (mode continu) ou la durée restante (mode minuterie), et la fenêtre d'affichage de Speed / Tilt (la vitesse / l'inclinaison) indique la vitesse / l'inclinaison actuelle.

Réappuyez sur le bouton . L'instrument ralentit jusqu'à s'arrêter. L'instrument se met ensuite en veille et les deux fenêtres d'affichage indiquent les valeurs réglées.

### Mise hors tension

Une fois l'opération terminée, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur la partie arrière droite de l'instrument et placez-le sur la position "O". Débranchez l'instrument et stockez-le conformément au guide de stockage.

### Système d'alarme

Err1 : si la vitesse de fonctionnement ne correspond pas à la vitesse de réglage, l'instrument procède à trois redémarrages, et après l'échec des trois redémarrages, un avertissement sonore retentit et le message "Err1" s'affiche dans la fenêtre d'affichage de Speed (la vitesse).

Fin de la minuterie : l'instrument émet une alarme sonore et le message "End" (Fin) est indiqué dans la fenêtre d'affichage de Speed (la vitesse).

Lorsque l'instrument émet une alarme, appuyez sur n'importe quelle touche. L'instrument repasse en mode veille.

### Récupération d'énergie

En cas de coupure soudaine de l'alimentation électrique lors du fonctionnement de l'instrument, celui-ci se met automatiquement à fonctionner avec le paramètre précédemment défini après rétablissement de l'alimentation. Les fenêtres d'affichage clignotent. Appuyez sur n'importe quel bouton pour interrompre le clignotement.

### Correction du zéro mécanique

Pour assurer un basculement précis et de qualité, l'instrument exécute automatiquement une correction du zéro mécanique dans les situations suivantes :

1. Première utilisation après la mise sous tension de l'appareil ;
2. Première utilisation après la réinitialisation de la vitesse d'oscillation ;
3. Après 4 heures de fonctionnement continu (vitesse > 50 tr/min) ;  
Après 8 heures de fonctionnement continu (vitesse ≤ 50 tr/min).

## Section 6 Conseils de sécurité et maintenance

### Conseils de sécurité

1. Utilisez une alimentation électrique indépendante.
2. Vérifiez si la tension de l'alimentation électrique locale est adaptée à l'utilisation.
3. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour le débrancher.
4. N'utilisez pas un câble d'alimentation non spécifié ni un câble abîmé.
5. Les interventions sur l'équipement doivent uniquement être effectuées par un professionnel qualifié.
6. L'alimentation électrique doit être débranchée dans les situations suivantes :
  - (1). Lors du déplacement de l'appareil ;
  - (2). Lors de l'ouverture de l'armoire électrique ou du composant mobile ;
  - (3). Lors d'un dysfonctionnement de l'équipement ;
  - (4). Lorsque l'équipement n'est pas utilisé.
7. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'instrument et les accessoires sont en bon état.

### Nettoyage

Afin de garantir une utilisation sûre de l'instrument, veuillez suivre les recommandations du fabricant lors du nettoyage de l'instrument.

- ◆ Débranchez d'abord l'alimentation lors du nettoyage.

- ◆ Essayez l'instrument avec un chiffon doux humide ou un produit de nettoyage non corrosif.
  - ◆ Les instruments à pulvérisation directe sont interdits.
  - ◆ Assurez-vous que l'instrument est complètement sec avant de l'utiliser.
  - ◆ Portez des gants lors du nettoyage.
- Avertissement :** évitez de faire tomber des gouttes de détergent ou d'eau à l'intérieur de l'instrument pendant le nettoyage.

### Nettoyage des déversements

En cas de déversement accidentel de liquide dû à une mauvaise manipulation ou à une casse contenue sur la surface de l'instrument, arrêtez ce dernier et nettoyez immédiatement le liquide. Si le liquide s'est déjà répandu sur l'appareil, coupez l'alimentation électrique et nettoyez immédiatement le liquide présent à la surface de l'instrument. Placez l'instrument dans un environnement sec et aéré pendant 24 heures avant de le réutiliser. Si l'instrument ne fonctionne pas passé ce délai, contactez le fabricant.

**Avertissement :** l'opérateur n'est pas autorisé à accéder, à l'aide d'un outil, à une pièce sous tension dangereuse pendant une utilisation normale.

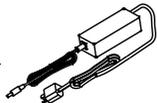
## Section 7 Dépannage

Reportez-vous au tableau suivant pour résoudre les dysfonctionnements éventuels.

Si le problème persiste, contactez votre représentant local.

Erreur	Cause	Solution
Démarrage impossible de l'instrument, fenêtre d'affichage à LED éteinte	L'alimentation est débranchée	Brancher l'alimentation
	Interrupteur d'alimentation en position arrêt	Mettre l'interrupteur en position marche
	Défaillance de l'adaptateur d'alimentation	Remplacer l'adaptateur d'alimentation
Absence d'agitation du plateau	Surcharge ou balourd	Ajuster le poids et la position de la charge, réduire la vitesse de rotation
	Défaillance électrique	Contactez Thermo Scientific
	Défaillance mécanique	Contactez Thermo Scientific
Bruits forts	Boîtier desserré	Serrer les vis du boîtier
	Plateau desserré	Serrer les vis
	Vibration de l'instrument	Placer l'instrument sur une surface plane et dure
Err1	Obstruction pendant le fonctionnement	Arrêter et redémarrer l'instrument. Si le problème persiste, contactez Thermo Scientific.
Autre	Tenir un registre pour la maintenance	

## Section 8 Accessoires en option

Description	Réf. cat.	Dimensions	Qté max.	Figure
Plateau double couche avec 6 vis	88882148	338 x 299 x 19 mm	1	
Barres d'empilement double couche, lot de 4, avec 4 vis	88882161	Φ 12 x 108 mm	1	
Tapis en caoutchouc	88882101	298 x 258 x 5 mm	1	
Tapis en caoutchouc cranté	88882102	298 x 258 mm	1	
Bandes en caoutchouc Lot de 6	88882103	180 x 7 mm	6	
Vis pour bandes en caoutchouc Lot de 8	88882129	Φ 12 x 14 mm	8	
Adaptateur pour alimentation générale avec prise U.S.	88870126	125 VCA, 10 A, 1,8 m	1	
Adaptateur pour alimentation générale avec prise AUS, CN	88870127	250 VCA, 10 A, 1,8 m	1	
Adaptateur pour alimentation générale avec prise UE	88870128	250 VCA, 16 A, 1,8 m	1	
Adaptateur pour alimentation générale avec prise UK	88870129	250 VCA, 13 A, 1,8 m	1	

### Remarque :

Pour l'application à deux plateaux, commandez également la référence 88882148, 88882161, 88882102 ou 88882101.

## Section 9 Garantie

### GARANTIE DE PRODUIT STANDARD THERMO FISHER SCIENTIFIC

La période de garantie commence deux semaines à partir de la date d'expédition de votre matériel de nos établissements. Cette durée tient compte de la durée de la livraison afin que la garantie prenne effet environ au même moment que votre équipement vous est livré. La protection de la garantie s'étend à tout propriétaire suivant pendant la première année de la garantie.

Pendant les deux (2) premières années, les pièces avérées non conformes dans leurs matériaux ou dans leur exécution seront réparées ou remplacées aux frais de Thermo, main-d'œuvre comprise. L'installation et le calibrage ne sont pas couverts par ce contrat de garantie. Le service technique doit être contacté pour une détermination de la garantie et pour instructions avant toute réparation. Les consommables, le verre, les filtres et les joints sont exclus de la garantie.

Le remplacement ou la réparation des pièces ou de l'équipement dans le cadre de cette garantie n'étendra pas la garantie sur l'équipement ou la pièce au-delà de la période initiale de garantie. Le retour de tout composant ou équipement devra faire l'objet d'une approbation préalable de la part du service technique. À la demande de Thermo, toutes les pièces non conformes doivent être retournées port payé à Thermo Fisher Scientific et les pièces de rechange seront expédiées FAB destination.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT ÉCRITES, ORALES OU IMPLICITES. AUCUNE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NE S'APPLIQUE.

Thermo ne sera responsable d'aucun dommage indirect ou consécutif, y compris, sans limitation, les dommages liés à des manques à gagner ou à la perte de produits.

Votre bureau de vente local Thermo est à votre disposition pour vous aider par des informations complètes sur la préparation du site avant l'arrivée de votre équipement. Des manuels d'instructions imprimés détaillent minutieusement l'installation le fonctionnement et l'entretien préventif de l'équipement.

Si une intervention sur l'équipement est nécessaire, veuillez contacter votre service technique au 1-866-984-3766, option numéro 2. Nous sommes prêts à répondre à vos questions sur la garantie, le fonctionnement de l'équipement, son entretien, sa maintenance, ainsi que sur des applications spéciales. En dehors des États-Unis, contactez le service d'assistance technique de Thermo ou le distributeur local pour obtenir des informations sur la garantie.

## Section 10 Conformité

### 1. Union européenne



Les tensions de ce produit répondent à toutes les exigences applicables des directives

européennes et affichent par conséquent le marquage CE. Ces directives figurent dans la Déclaration de conformité européenne que vous pouvez vous procurer auprès du fabricant.

### 2. Sécurité des produits

Cette gamme de produits a été testée selon les normes de sécurité applicables aux produits par un laboratoire national de test reconnu (Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL) et peut porter la marque de conformité du NRTL à ces normes applicables.

### 3. Compatibilité électromagnétique

#### 3.1 Déclaration FCC (États-Unis)



Tous les changements ou modifications non approuvés expressément par l'organisme

de conformité en vigueur sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

**Remarque :** cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites définies pour les dispositifs numériques de classe A, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas

installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible d'entraîner de dangereuses interférences. Dans ce cas, l'utilisateur est tenu de corriger les interférences à ses frais.

3.2 Notification canadienne ISED IC This ISM digital apparatus complies with Canadian ICES-001.

Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

#### 3.3 Enregistrement KC coréen



사용자안내문

이기는은무용환경에서사용할 목적으로적합성평가를받은기기로서가정용환경에서사용하는경우전파간섭의우려가있습니다

Message d'AVERTISSEMENT :

l'enregistrement CEM n'est réalisé sur cet équipement que dans un cadre strictement professionnel. Des interférences risquent de se produire si l'utilisation utilise ce produit à son domicile. Cet avertissement vaut pour un produit à usage professionnel.

#### 4. Conformité environnementale

4.1 Évaluation des produits chimiques : réglementations et directives

4.1.1 Proposition 65 – Californie



**AVERTISSEMENT** : Cancer et troubles de la reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

4.1.2 REACH - Europe

Thermo Fisher Scientific s'engage à respecter toutes les obligations en matière de conformité afin d'évaluer, de communiquer et d'enregistrer toute substance extrêmement préoccupante (SVHC) et de trouver des solutions, le cas échéant.

4.1.3 RoHS - Europe

Thermo Fisher Scientific est déterminé à réduire son impact environnemental et déclare que ce produit est pleinement conforme à la directive RoHS2 (directive relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses) 2011/65/UE du Parlement européen concernant les substances suivantes :

- Plomb (0,1 %)
- Mercure (0,1 %)
- Cadmium (0,01 %)
- Chrome hexavalent (0,1 %)
- Diphényles polybromés (PBB) (0,1 %)
- Éthers de diphényles polybromés (PBDE) (0,1 %)

Directive 2015/863 modifiant l'annexe II (amendement RoHS2, prenant effet après le 22 juillet 2021)

- Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1 %)
- Phtalate de butyle et de benzyle (BBP) (0,1 %)
- Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1 %)
- Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1 %)

Notre conformité est attestée par une déclaration écrite de nos fournisseurs et/ou des essais de composants. Cela confirme que les niveaux potentiels de contamination à l'état de traces des substances énumérées ci-dessus sont inférieurs au seuil maximal fixé par les dernières réglementations ou respectent les exemptions établies de la réglementation en raison de leur application.

4.1.4 RoHS - Chine

Ce produit est conforme aux directives du texte législatif "Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP)" (Administration pour le contrôle de la pollution causée par les produits d'information électronique). Une étiquette de conformité semblable à l'une des étiquettes ci-dessous est apposée sur le produit :



#### 5. Maintenance en fin de vie

Quelques considérations et suggestions sont indiquées ci-dessous pour garantir la mise au rebut appropriée du produit. Lors de la prise de ces mesures visant à assurer un recyclage et une élimination en toute sécurité, veuillez respecter toutes les directives, fiches de données de sécurité (FDS) ou réglementations locales.

- Ce produit comprend des matériaux et des composants qui peuvent être recyclés ou réutilisés conformément aux directives et réglementations locales.

- Nettoyez tout produit présentant un risque de sécurité chimique ou biologique.



**Conformité à la directive DEEE.** Ce produit doit être conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il porte le symbole suivant.

Thermo Fisher Scientific a signé un contrat avec une ou plusieurs entreprises de recyclage / élimination des déchets dans chaque État membre de l'UE. Ce produit doit être mis au rebut ou recyclé par leur intermédiaire. De plus amples informations sur notre conformité à ces directives et sur les sociétés de recyclage implantées dans votre pays, ainsi que des renseignements sur les produits Thermo Scientific susceptibles d'aider à la détection des substances soumises à la directive RoHS sont disponibles sur [www.thermofisher.com/](http://www.thermofisher.com/).