

# **PlateLoc Thermal Microplate Sealer**

## **Guide rapide**

Traduction des instructions originales

# Avertissements

© Agilent Technologies, Inc. 2013

Conformément aux lois nationales et internationales relatives à la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle de ce manuel sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit, voie électronique ou traduction, est interdite sans le consentement écrit préalable de la société Agilent Technologies, Inc.

## Référence du manuel

G5402-93014

## Édition

Révision A, octobre 2013

## Coordonnées

Agilent Technologies Inc.  
Automation Solutions  
5301 Stevens Creek Blvd.  
Santa Clara, CA 95051  
USA

Assistance technique : 1.800.979.4811  
(États-Unis uniquement)  
ou +1.408.345.8011 (reste du monde)  
[service.automation@agilent.com](mailto:service.automation@agilent.com)

Service client : 1.866.428.9811  
ou +1.408.345.8356  
[orders.automation@agilent.com](mailto:orders.automation@agilent.com)

Service en Europe : +44 (0)8457125292  
[euroservice.automation@agilent.com](mailto:euroservice.automation@agilent.com)

Commentaires sur la documentation :  
[documentation.automation@agilent.com](mailto:documentation.automation@agilent.com)

Site Internet :  
[www.agilent.com/lifesciences/automation](http://www.agilent.com/lifesciences/automation)

## Mentions

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques commerciales, de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

## Garantie

**Les informations contenues dans ce document sont fournies « en l'état » et pourront faire l'objet de modifications sans préavis dans les éditions ultérieures. Dans les limites de la législation en vigueur, Agilent exclut en outre toute garantie, expresse ou implicite, quant à ce manuel et aux informations contenues dans ce dernier, notamment, mais sans s'y restreindre, toute garantie marchande et aptitude à un but particulier. En aucun cas, Agilent ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce document, ni des dommages directs ou indirects pouvant découler des informations contenues dans ce document, de la fourniture, de l'usage ou de la qualité de ce document. Si Agilent et l'utilisateur ont souscrit un contrat écrit distinct dont les conditions de garantie relatives au produit couvert par ce document entrent en conflit avec les présentes conditions, les conditions de garantie du contrat distinct se substituent aux conditions stipulées dans le présent document.**

## Licences technologiques


Le matériel et le logiciel décrits dans ce document sont protégés par un accord de licence et leur utilisation ou reproduction sont soumises aux clauses de ladite licence.

## Limitation des droits

L'utilisation du logiciel dans le cadre d'un contrat principal ou de sous-traitance avec le Gouvernement américain est soumise à la réglementation fédérale des États-Unis régissant les logiciels informatiques commerciaux (DFAR 252.227-7014, juin 1995), les produits commerciaux (FAR 2.101(a)) ou les logiciels informatiques sous licence (FAR 52.227-19, juin 1987) ou à toute réglementation ou clause de contrat équivalente. L'utilisation, la duplication ou la publication de ce logiciel est soumise aux termes de la licence commerciale standard délivrée par Agilent Technologies.

Conformément à la directive FAR 52.227-19(c)(1-2) (juin 1987), les droits d'utilisation accordés aux départements et aux agences (autres que le Ministère de la Défense) rattachés au Gouvernement américain sont limités aux termes de la présente limitation des droits. Les droits d'utilisation accordés au Gouvernement américain dans le cadre des données techniques sont limités conformément aux directives FAR 52.227-14 (juin 1987) ou DFAR 252.227-7015 (b)(2) (novembre 1995).

## Mentions de sécurité

 **Une mention AVERTISSEMENT signale un danger. Si la procédure, le procédé ou les consignes ne sont pas exécutés correctement, les personnes risquent de s'exposer à des lésions graves. En présence d'une mention AVERTISSEMENT, vous devez continuer votre opération uniquement si vous avez totalement assimilé et respecté les conditions mentionnées.**

Une mention **ATTENTION** signale un danger. Si la procédure, le procédé ou les consignes ne sont pas exécutés correctement, le produit risque d'être endommagé ou les données d'être perdues. En présence d'une mention **ATTENTION**, vous devez continuer votre opération uniquement si vous avez totalement assimilé et respecté les conditions mentionnées.

## PlateLoc Thermal Microplate Sealer Guide rapide

Ce guide rapide est une synthèse des instructions décrites dans le *PlateLoc Thermal Microplate Sealer User Guide*.

Ce guide comprend les rubriques suivantes :

- « Consignes de sécurité » à la page 2
- « Mise en route » à la page 5
- « Scellage des microplaques » à la page 13
- « Menus et commandes de l'écran tactile » à la page 19

Pour toute information technique sur les produits connexes, vous pouvez effectuer des recherches dans la base de connaissances d'Agilent ou télécharger la dernière version d'un fichier PDF sur le site Web d'Agilent Technologies à l'adresse :

[www.agilent.com/lifesciences/automation](http://www.agilent.com/lifesciences/automation).

## Consignes de sécurité

### Avant d'utiliser la PlateLoc Sealer

Avant toute utilisation de la PlateLoc Sealer, votre organisation doit s'assurer que vous avez reçu une formation adéquate en ce qui concerne :

- les règles générales de sécurité en laboratoire ;
- l'utilisation correcte et en toute sécurité de la PlateLoc Sealer ;
- l'utilisation correcte et en toute sécurité des systèmes d'automatisation pour laboratoire ou les composants utilisés conjointement à la PlateLoc Sealer.

Si vous êtes la personne de votre organisation responsable de la formation du personnel à l'utilisation de la PlateLoc Sealer et que vous avez des questions concernant la sécurité, contactez l'Automation Solutions Technical Support.

### Normes de sécurité

La PlateLoc Sealer est certifiée CE et est conforme à la directive de la CE relative à la sécurité EN 61010-1:1993 intitulée Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire, y compris aux amendements 1 et 2.

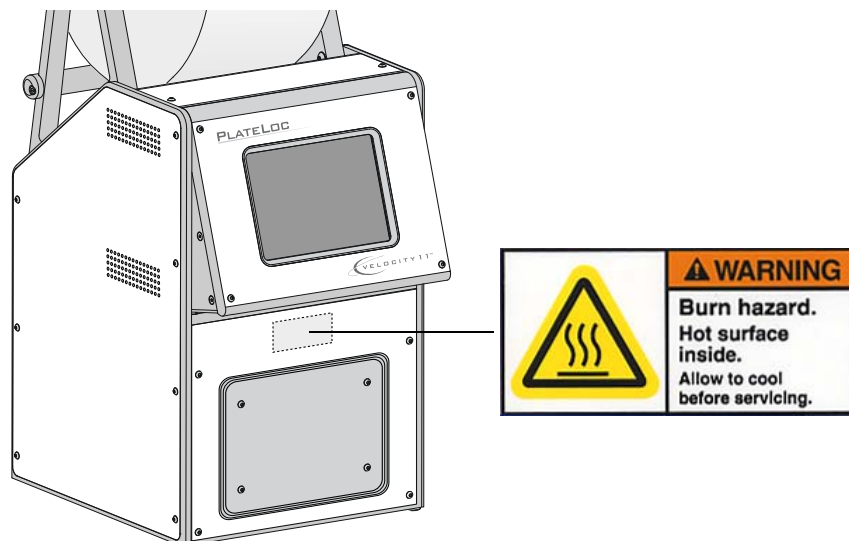
La PlateLoc Sealer est conçue pour satisfaire aux spécifications de l'UL.

Pour prendre connaissance des dernières informations en matière de conformité, contactez l'Automation Solutions Technical Support.

### Étiquettes de sécurité

Tenez compte des étiquettes de sécurité apposée sur la PlateLoc Sealer. Une étiquette de sécurité comprend un symbole d'avertissement, une description de l'avertissement et des recommandations pour vous permettre d'éviter le risque correspondant.

Le schéma suivant illustre l'étiquette de sécurité qui est apposée sur la face avant de la PlateLoc Sealer pour vous avertir des risques liés aux hautes températures.



## Précautions générales



**AVERTISSEMENT** Ne pas tenter de retirer le capot de la PlateLoc Sealer ni de démonter l'appareil, sous peine d'encourir des risques de blessure ou d'endommager l'appareil.



**AVERTISSEMENT** L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux indiqués dans ce mode d'emploi peut vous exposer à des surfaces chaudes, des gaz sous haute pression et à des pièces mobiles. L'exposition à ces dangers peut provoquer des blessures graves.

La PlateLoc Sealer est conçue pour être utilisée en toute sécurité. Dans les conditions normales d'utilisation, vous êtes à l'abri des températures élevées, des hautes pressions et des pièces mobiles. Vous devez cependant être conscient de ces risques et comprendre comment éviter d'y être exposé.

## Risques chimiques



**AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser de produits chimiques ayant des points d'éclair bas (tels les réactifs et solvants utilisés dans les tests de scintillation de proximité [SPA], y compris les alcools) avec la PlateLoc Sealer.

Certains produits chimiques utilisés avec la PlateLoc Sealer peuvent être dangereux. Veiller à toujours respecter les réglementations locales, régionales et nationales lors de l'utilisation et l'élimination de produits chimiques.

Prendre connaissance des recommandations de la fiche de données de sécurité (FDS) de chaque produit chimique à utiliser. Le fabricant du produit chimique doit fournir sa FDS.

## Bouteilles de gaz et régulateurs de pression

Toujours respecter les réglementations locales, régionales et nationales pour la mise en place et le montage des bouteilles de gaz. Par exemple, certaines réglementations locales en matière de sécurité et de prévention des risques sismiques requièrent la fixation d'un support pour bouteille de gaz à une structure solide permanente.

Toujours utiliser les bonnes pratiques de laboratoire lors de la manipulation de bouteilles sous haute pression. Veiller à suivre scrupuleusement les instructions fournies avec les bouteilles.

## Risques liés aux hautes températures



**AVERTISSEMENT** Ne pas toucher la PlateLoc Sealer ou forcer l'ouverture de la porte pendant le fonctionnement de l'appareil. Les surfaces chaudes risquent de provoquer des brûlures.

Prendre garde lors du retrait d'une microplaque de l'appareil après le scellage, car celle-ci peut être encore chaude.

Ne pas introduire la main dans la PlateLoc Sealer lorsqu'elle a été chauffée à haute température. Lors du nettoyage de la plaque métallique (plaque chauffante) à l'intérieur de l'appareil, s'assurer que le réglage de la température ne dépasse pas 40 °C. Pour en savoir davantage, voir les instructions pour le nettoyage dans le *PlateLoc Thermal Microplate Sealer User Guide*.

## Risques liés aux pièces mobiles

La PlateLoc Sealer contient des pièces mobiles pouvant causer des blessures. La PlateLoc Sealer est conçue pour que l'utilisateur soit à l'abri des pièces mobiles dans les conditions normales d'utilisation. Le détecteur de la porte est conçu pour que le cycle de scellage ne puisse commencer que si la porte est fermée.



**AVERTISSEMENT** Ne pas désactiver le détecteur de la porte ou tenter d'accéder à l'intérieur de l'appareil par l'une des autres ouvertures. L'exposition aux pièces mobiles, telles que la plaque métallique chauffante ou la lame de découpe du film de scellage, peut causer des blessures graves.

En cas d'urgence, éteindre la PlateLoc Sealer. L'interrupteur Marche/Arrêt est situé en bas au dos de l'appareil.

## Fusibles

Contactez le service client Automation Solutions pour faire remplacer les fusibles de la PlateLoc Sealer. Ne pas essayer de remplacer les fusibles vous-même.

## Utilisation du produit

Les produits Agilent Technologies ne doivent être utilisés que tel que décrit dans leurs modes d'emploi respectifs. Toute autre utilisation risque d'endommager le produit ou de causer des blessures. Agilent Technologies ne saurait être tenue responsable de tout dommage causé, en tout ou partie, par des modifications non autorisées ou par des procédures non explicitement décrites dans les modes d'emploi des produits. Toute modification ou altération apportée aux produits non expressément décrite dans les modes d'emploi Agilent Technologies n'est pas couverte par la garantie.

La PlateLoc Sealer n'est pas conçue ou agréée pour le diagnostic de maladies chez l'homme ou l'animal.

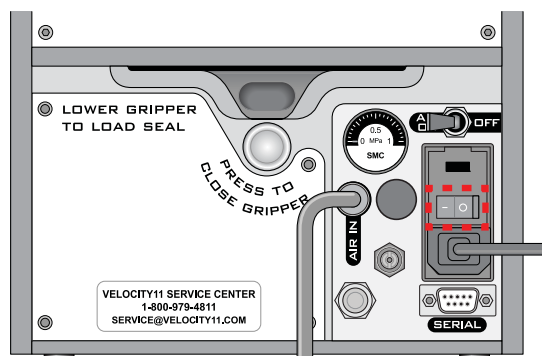
## Mise en route

### Mise sous tension et arrêt de l'appareil

Avant d'allumer la PlateLoc Sealer, vérifiez que :

- les exigences du laboratoire sont satisfaites ;
- la PlateLoc Sealer est correctement installée ;
- vous avez reçu la formation adéquate pour correctement utiliser la PlateLoc Sealer.

L'interrupteur Marche/Arrêt se trouve au dos de la PlateLoc Sealer.



#### **Pour allumer la PlateLoc Sealer :**

Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position (I).

Si vous n'avez pas encore ouvert l'arrivée d'air, le message d'erreur « Insufficient Air Pressure » (Pression d'air insuffisante) apparaît sur l'écran tactile. Voir la section « Ouverture et fermeture de l'arrivée d'air » à la page 5. Si vous n'avez pas encore raccordé la source d'air à la PlateLoc Sealer, consultez le [PlateLoc Thermal Microplate Sealer User Guide](#).

#### **Pour éteindre la PlateLoc Sealer :**

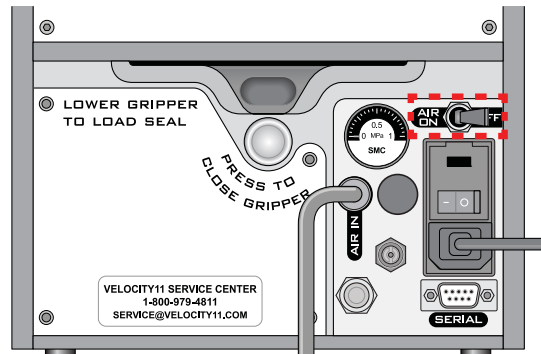
Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position (O). L'écran tactile s'éteint.

### Ouverture et fermeture de l'arrivée d'air

Avant d'ouvrir l'arrivée d'air, vérifiez que :

- la PlateLoc Sealer est correctement installée ;
- l'arrivée d'air est ouverte à la source (chambre, bouteille ou pompe) et que la pression et le débit d'air sont conformes aux conditions requises pour la PlateLoc Sealer ;
- la PlateLoc Sealer est allumée.

L'interrupteur AIR ON/OFF (AIR MARCHÉ/ARRÊT) se trouve au dos de la PlateLoc Sealer.



**Pour ouvrir l'arrivée d'air :**

Mettez l'interrupteur **AIR ON/OFF** (AIR MARCHÉ/ARRÊT) sur la position **ON** (MARCHÉ).

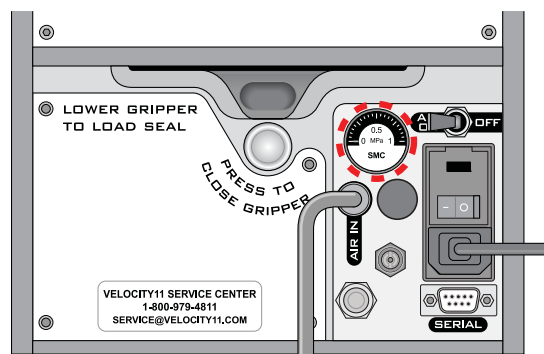
Lorsque vous ouvrez l'arrivée d'air, la porte de la PlateLoc Sealer s'ouvre. S'il s'agit de la première ouverture de l'arrivée d'air, vous devez retirer la mousse d'emballage se trouvant à l'intérieur de la chambre de scellage avant de pouvoir utiliser l'appareil.

**Pour vérifier que l'air circule dans la PlateLoc Sealer :**

Vérifiez le manomètre situé au dos de la PlateLoc Sealer. Si l'air circule dans l'appareil, le manomètre doit indiquer une pression différente de zéro.

Si le manomètre indique 0 psi, contrôlez les raccordements de la tubulure d'arrivée d'air et les raccordements à la source (chambre, bouteille ou pompe).

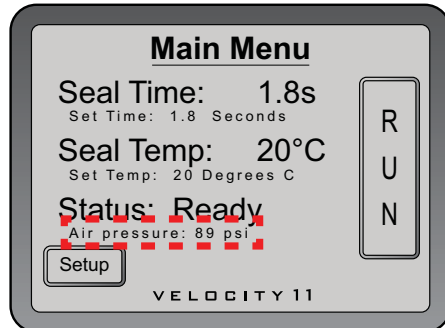
**IMPORTANT** La pression indiquée par le manomètre au dos de la PlateLoc Sealer peut être différente de celle indiquée sur l'écran tactile. Le manomètre au dos de la PlateLoc Sealer ne sert qu'à vérifier si l'air circule dans l'appareil. Pour connaître la valeur de la pression d'air dans l'appareil, consultez la pression d'air indiquée sur l'écran tactile.





**Pour vérifier la pression d'air interne :**

Consultez le **Main Menu** (Menu principal) de l'écran tactile. La pression d'air est indiquée sous **Status** (État). La pression d'air à l'intérieur de la chambre de scellage doit être comprise entre 87 et 90 psi.



**Pour fermer l'arrivée d'air :**

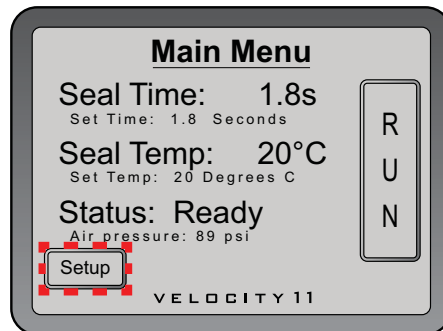
Mettez l'interrupteur **AIR ON/OFF** (AIR MARCHE/ARRÊT) sur la position **OFF** (Arrêt).

**Chargement et déchargement d'un rouleau de film de scellage**

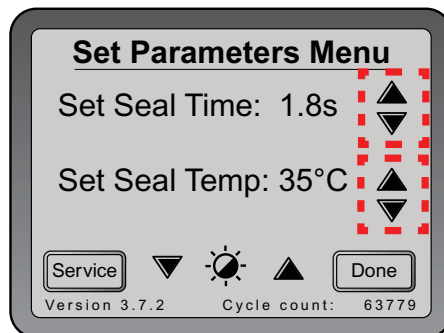
Vérifiez que vous êtes bien en possession de la carte de chargement du film de scellage fournie.

**Pour chauffer ou refroidir la PlateLoc Sealer :**

- 1 Sur l'écran tactile, dans **Main Menu** (Menu principal), appuyez sur **Setup** (Réglages).



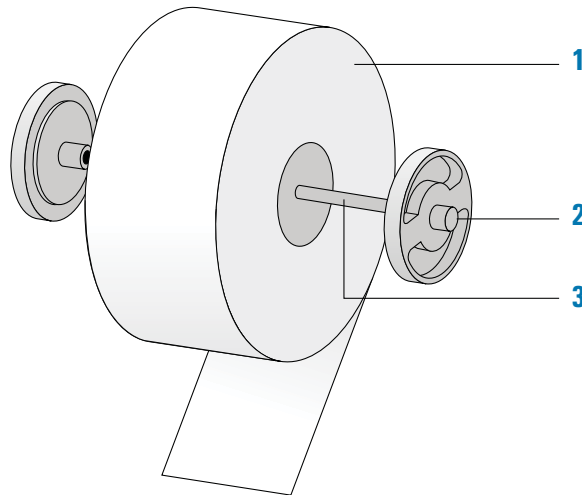
- 2 Dans **Set Parameters Menu** (Menu de réglage des paramètres), réglez **Seal Temp** (Température de scellage) entre 30 et 40 °C.



- 3 Appuyez sur **Done** (Terminer) pour enregistrer le nouveau réglage de la température et retourner au menu principal.
- 4 Attendez que la PlateLoc Sealer chauffe ou refroidisse à 30–40 °C.

#### **Pour installer un rouleau de film de scellage sur l'axe et les moyeux :**

- 1 Sortez le rouleau de film de scellage (1), les moyeux (2) et l'axe de rouleau de film de scellage (3) de leur emballage.
- 2 Vissez l'un des moyeux sur l'axe.
- 3 Insérez l'axe dans l'orifice au centre du rouleau de film de scellage. Assurez-vous que le moyeu est bien placé contre le rouleau.
- 4 Vissez le second moyeu sur l'axe de sorte à ce que le rouleau soit bien fixé entre les deux moyeux.



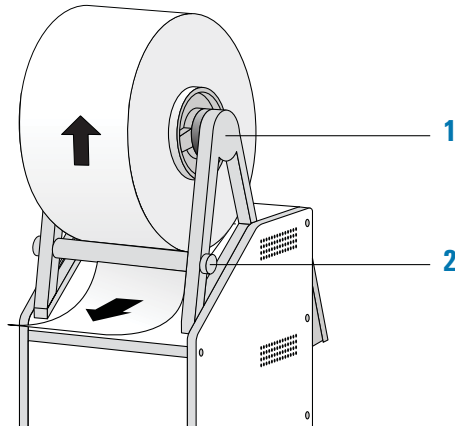
- 5 Coupez, à l'aide de ciseaux, tout matériel froissé ou déchiré à l'extrémité du rouleau de scellage de sorte à obtenir un bord propre et droit.

**CAUTION** La PlateLoc Sealer ne peut pas sceller correctement les microplaques si le film de scellage est froissé ou déchiré.

#### **Pour monter le rouleau de film de scellage sur son support :**

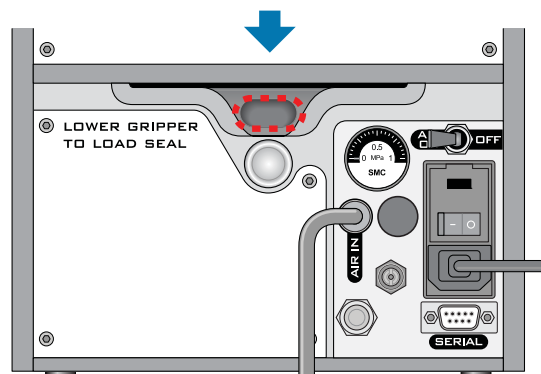
- 1 Orientez le rouleau comme indiqué sur le schéma suivant, et installez le rouleau assemblé sur le support (1). Veillez à ce que l'extrémité du film se déroule en dessous du rouleau.

- 2 Faites passer le film sous la tige transversale (2), comme illustré dans le schéma suivant.



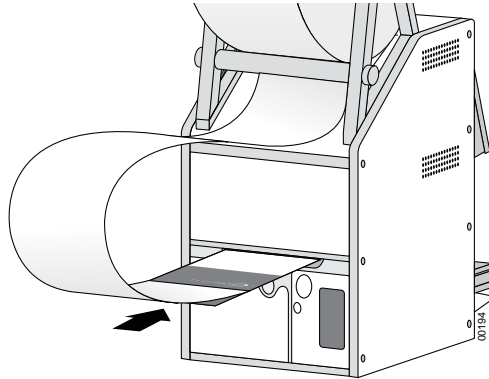
**Pour introduire le film de scellage dans la PlateLoc Sealer :**

- 1 Au dos de la PlateLoc Sealer, appuyez sur le bouton rouge d'ouverture de la pince encastré jusqu'à ce qu'il s'enclenche et ouvre la pince pour film qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.

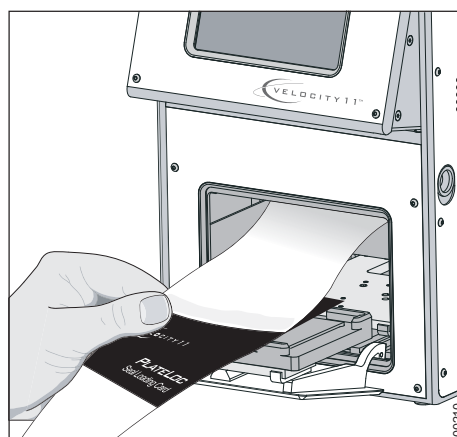
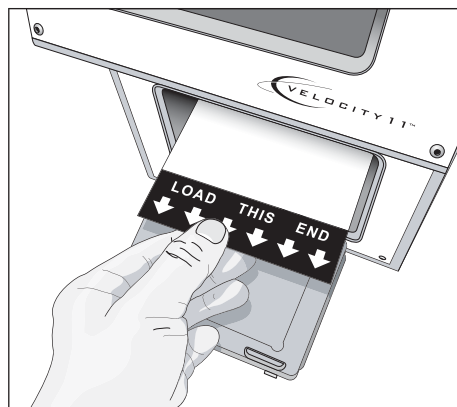


- 2 Retirez la bande de papier couvrant la partie adhésive à l'extrémité de la carte de chargement du film de scellage.
- 3 Suivez les instructions indiquées sur la carte :
  - a Fixez l'extrémité du film à la carte.
  - b Insérez la carte dans la fente d'entrée du film au dos de la PlateLoc Sealer.

- c** Poussez la carte dans la PlateLoc Sealer jusqu'à ce qu'elle dépasse de la porte de la chambre à l'avant de l'appareil.

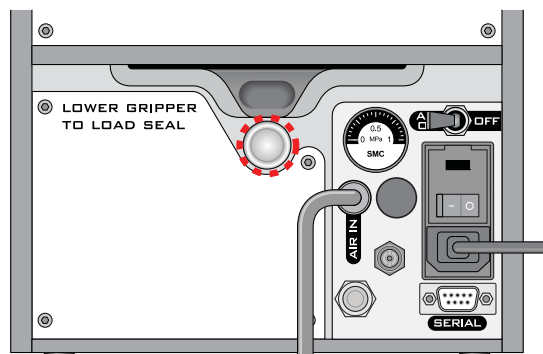


- d** Tirez la carte au travers de la PlateLoc Sealer jusqu'à ce que le film dépasse de la platine pour plaque.

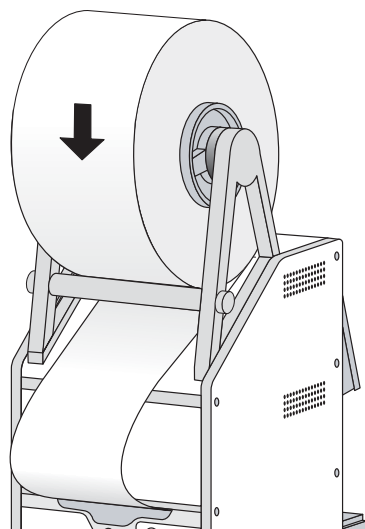


- 4** Appuyez sur le bouton argenté de fermeture de la pince au dos de la PlateLoc Sealer jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le bouton rouge d'ouverture de la pince ressort du boîtier de l'appareil.

Le bouton argenté permet de fermer la pince et de maintenir le film de scellage en place à l'intérieur de l'appareil.



- 5** Faites tourner le rouleau de film de façon à tendre le film.



- 6** Placez une platine pour plaque sur le support de platine pour plaque.
- 7** Placez une microplaque vide sur la platine pour plaque.
- 8** Maintenez la carte du chargement du film de scellage au niveau de l'écran tactile tout en tendant le film.
- 9** Sur l'écran tactile, dans **Main Menu** (Menu principal), appuyez sur **RUN** (Exécuter). Continuez à maintenir le film tendu à l'aide de la carte pendant que le film passe au travers de la PlateLoc Sealer.

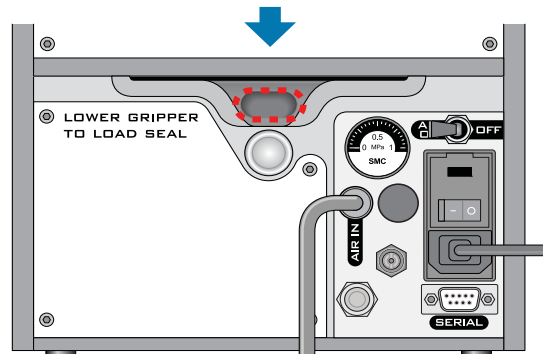
Le but de ce cycle de scellage est de couper le film et de le préparer à être utilisé. Le film n'est pas appliqué sur la microplaque vide.

Si un message d'erreur apparaît sur l'écran tactile, appuyez sur **Clear** (Effacer) pour effacer le message avant d'utiliser l'appareil.

## Procédure de déchargement

### *Pour décharger un rouleau de film de scellage :*

- 1 Éteignez et rallumez la PlateLoc Sealer.  
Ceci permet de réinitialiser les composants internes et de libérer le film à l'intérieur de l'appareil.
- 2 Au dos de la PlateLoc Sealer, appuyez sur le bouton rouge encastré jusqu'à ce qu'il s'enclenche et ouvre la pince pour film qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.



- 3 Tirez le film pour le sortir de la fente.
- 4 Soulevez le rouleau de film pour le dégager du support du rouleau.
- 5 Dévissez l'un des moyeux de l'axe.
- 6 Retirez le rouleau de l'axe.

## Scellage des microplaques

### Chargement d'un insert et d'une microplaque

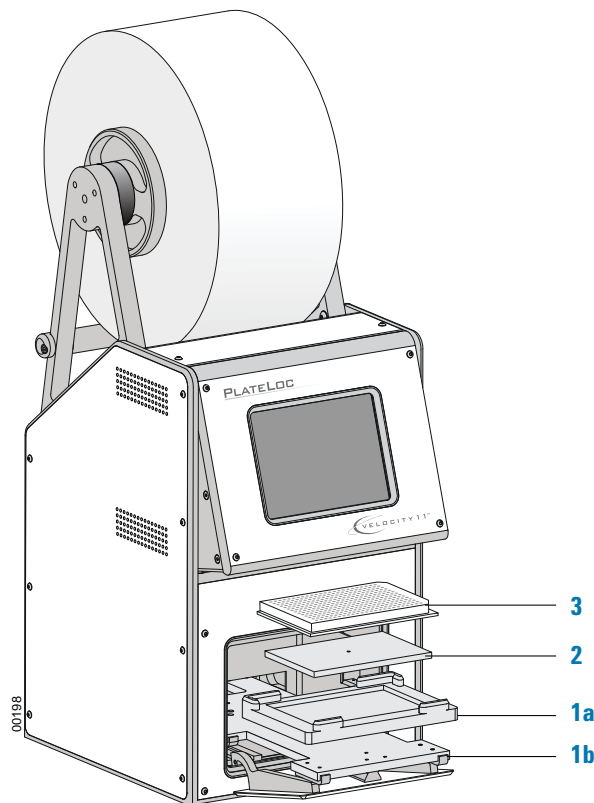
Avant de charger un insert ou une microplaque, vérifiez que :

- la PlateLoc Sealer est allumée ;
- l'arrivée d'air est ouverte et la porte est ouverte ;
- le film de scellage est correctement chargé.
- *Pour les systèmes d'automatisation pour laboratoire uniquement, vérifiez que la communication entre l'ordinateur de pilotage et la PlateLoc Sealer est établie ;*
- les paramètres de scellage sont correctement définis ;
- la PlateLoc Sealer a été chauffée ou refroidie à la température de scellage.

### Procédure pour un appareil autonome

**Pour charger une microplaque et un insert dans un appareil autonome :**

- 1** Placez la platine pour plaque amovible (**1a**) sur le support de platine pour plaque (**1b**).
- 2** *Facultatif.* Placez l'insert (**2**) sur la platine pour plaque.
- 3** Placez la microplaque (**3**) sur l'insert ou la platine pour plaque. Veillez à ce que la microplaque soit bien horizontale et à ce que sa jupe soit à l'intérieur de l'espace délimité par les ergots verticaux sur la platine pour plaque.



### Procédure pour les systèmes d'automatisation pour laboratoire

Si la PlateLoc Sealer fait partie d'un système d'automatisation pour laboratoire, l'insert doit être chargé avant le lancement du protocole. Le robot charge automatiquement les microplaques pendant l'exécution du protocole. Vous n'avez pas besoin de charger chaque microplaque à la main.

### Réglage des paramètres de scellage

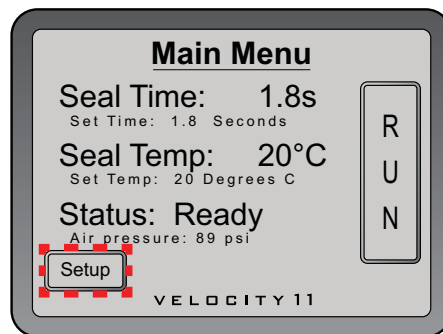
Avant de régler les paramètres de scellage, vérifiez que :

- la PlateLoc Sealer est allumée ;
- l'arrivée d'air est ouverte ;
- le film de scellage est correctement chargé.
- *Pour les systèmes d'automatisation pour laboratoire uniquement*, vérifiez que la communication entre l'ordinateur de pilotage et la PlateLoc Sealer est établie ;

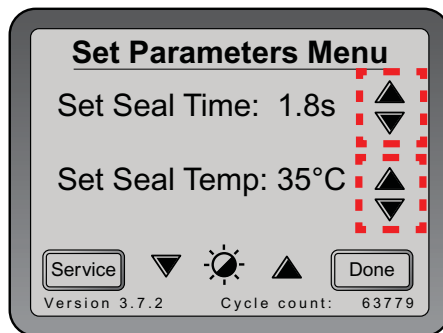
### Procédure pour un appareil autonome

**Pour régler les paramètres de scellage pour un appareil autonome :**

- 1 Sur l'écran tactile, dans **Main Menu** (Menu principal), appuyez sur **Setup** (Réglages).



- 2 Dans **Set Parameters Menu** (Menu de réglage des paramètres), réglez les paramètres suivants :
  - **Seal Time** (Durée du scellage) (en secondes) : durée pendant laquelle la plaque chauffante est en contact avec le film de scellage et la microplaque.
  - **Seal Temp** (Température de scellage) (en degrés Celsius) : température de la plaque chauffante lorsque le cycle de scellage démarre.





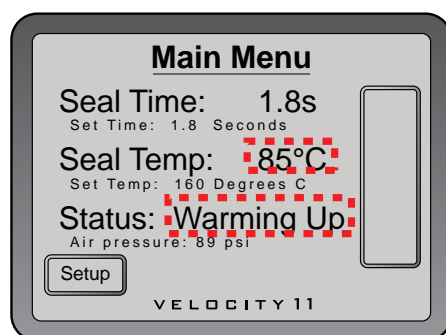
La durée et la température de scellage à indiquer dépendent du type de microplaque et du type de film de scellage utilisés. Différents réglages pouvant être utilisés comme point de départ sont indiqués dans le tableau suivant. Pour les dernières recommandations disponibles pour les réglages, consultez le *PlateLoc Thermal Plate Sealer Seal Selection Guide*. Vous trouverez ce guide sur le site Web d'Agilent Technologies à l'adresse [www.agilent.com/lifesciences/automation](http://www.agilent.com/lifesciences/automation).

Agilent Technologies conseille de procéder à des tests d'optimisation des conditions de scellage pour déterminer la durée et la température de scellage optimales. Pour des recommandations concernant l'optimisation des conditions de scellage, consultez le *PlateLoc Thermal Microplate Sealer User Guide*.

Nom du film de scellage (référence)	Microplaque en polycarbonate	Microplaque en polyéthylène	Microplaque en polypropylène	Microplaque en polystyrène
Film de scellage transparent (11452.001)	160 °C 1,5 s	160 °C 1,5 s	160 °C 1,5 s	160 °C 1,5 s
Film de scellage perforable transparent (14414.001)	130 °C 1,5 s	130 °C 1,5 s	130 °C 1,5 s	130 °C 1,5 s
Film de scellage pelable transparent (16985.001)	—	—	130–150 °C 1,0–1,7 s	—
Film de scellage fin perforable transparent (17318.001)	—	—	130 °C 1,0–1,7 s	—
Aluminium pelable (6643.001)	170 °C 1,2 s	170 °C 1,2 s	170 °C 1,2 s	170 °C 1,2 s
Aluminium perforable (6644.001)	170 °C 1,2 s	170 °C 1,2 s	170 °C 1,2 s	170 °C 1,2 s

- 3 Appuyez sur **Done** (Terminer) pour enregistrer les nouveaux réglages et retourner au **Main Menu** (Menu principal).
- 4 Attendez que la température soit à moins de 2 °C de la température définie. Vérifiez la température effective et l'état de l'appareil sur **Main Menu** (Menu principal) :
  - **Seal Temp** (Température de scellage) indique la température effective ;
  - **Status** (État) indique si la PlateLoc Sealer est en train de chauffer (warming up) ou de refroidir (cooling down).

*Note:* Le bouton **RUN** (Exécuter) n'est pas disponible tant que la température de la plaque chauffante n'a pas atteint une température à moins de 2 °C de la température définie.



## Procédure pour les systèmes d'automatisation pour laboratoire

Dans le logiciel du système d'automatisation pour laboratoire Agilent Technologies, réglez les paramètres de scellage lors du réglage des paramètres de tâche de la PlateLoc Sealer. Pour des instructions détaillées, consultez le mode d'emploi du logiciel du système d'automatisation pour laboratoire, tel que le [VWorks Automation Control User Guide](#).

La durée et la température de scellage à indiquer dépendent du type de microplaque et du type de film de scellage utilisés. Différents réglages pouvant être utilisés comme point de départ sont indiqués dans le tableau de la section « [Procédure pour un appareil autonome](#) » à la page 14. Pour les dernières recommandations disponibles pour les réglages, consultez le [PlateLoc Thermal Plate Sealer Seal Selection Guide](#). Vous trouverez ce guide sur le site Web d'Agilent Technologies à l'adresse [www.agilent.com/lifesciences/automation](http://www.agilent.com/lifesciences/automation).

Agilent Technologies conseille de procéder à des tests d'optimisation des conditions de scellage pour déterminer la durée et la température de scellage optimales. Pour des recommandations concernant l'optimisation des conditions de scellage, consultez le [PlateLoc Thermal Microplate Sealer User Guide](#).

## Exécution du cycle de scellage

Avant d'exécuter le cycle de scellage, vérifiez que :

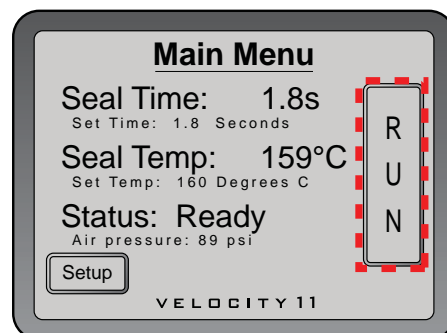
- la PlateLoc Sealer est allumée ;
- l'arrivée d'air est ouverte et la pression d'air interne est comprise entre 87 et 90 psi ;
- le film de scellage est correctement chargé ;
- *Pour les systèmes d'automatisation pour laboratoire uniquement*, vérifiez que la communication entre l'ordinateur de pilotage et la PlateLoc Sealer est établie ;
- les paramètres de scellage indiqués sont corrects ;
- *Pour l'appareil autonome PlateLoc Sealer uniquement*, vérifiez que la microplaque est chargée.

### Procédure pour un appareil autonome

#### **Pour lancer un cycle de scellage :**

Sur l'écran tactile, dans **Main Menu** (Menu principal), appuyez sur **RUN** (Exécuter). La microplaque est transférée dans la chambre de scellage et la porte se ferme. Le cycle de scellage commence.

Si l'inscription **RUN** (Exécuter) n'est pas affichée dans le bouton **RUN**, cela signifie que la PlateLoc Sealer est en train de chauffer ou de refroidir. Vous ne pouvez pas lancer le cycle de scellage PlateLoc Sealer tant que la température n'a pas atteint une température à moins de 2 °C de la température définie.



**Pour suivre la progression du cycle de scellage :**

- 1 Dans **Main Menu** (Menu principal) sur l'écran tactile, vérifiez le message en regard de **Status** (État).

La liste des différents messages d'état se trouve dans le tableau suivant.

État	Description
In Progress (En cours)	Le cycle de scellage est en cours d'exécution.
Warming Up (Chauffage)	La PlateLoc Sealer est en train de chauffer en vue d'atteindre une température à moins de 2 °C de la température définie. Dans <b>Main Menu</b> (Menu principal), vérifiez la température effective indiquée en regard de <b>Seal Temp</b> (Température de scellage). La PlateLoc Sealer ne vous laisse pas lancer le cycle de scellage tant que la température n'a pas atteint la température définie.
Cooling Down (Refroidissement)	La PlateLoc Sealer est en train de refroidir en vue d'atteindre une température à moins de 2 °C de la température définie. Dans <b>Main Menu</b> (Menu principal), vérifiez la température effective indiquée en regard de <b>Seal Temp</b> (Température de scellage). La PlateLoc Sealer ne vous laisse pas lancer le cycle de scellage tant que la température n'a pas atteint la température définie.
Error (Erreur)	Une erreur s'est produite pendant le cycle de scellage. Le cycle est interrompu.
Ready (Prêt)	La PlateLoc Sealer est prête pour l'exécution d'un cycle de scellage.

**À la fin du cycle de scellage :**

Une fois le cycle de scellage terminé, le message d'état devient Ready (Prêt). La porte s'ouvre. La microplaque sort de la chambre de scellage.



**AVERTISSEMENT** Ne pas saisir la microplaque immédiatement après la fin du cycle de scellage. La microplaque scellée et l'insert peuvent être chauds.

Attendez quelques secondes, puis retirez la microplaque et l'insert de la platine pour plaque.

**Si vous n'avez plus besoin de la PlateLoc Sealer :**

- 1 Fermez l'arrivée d'air de la PlateLoc Sealer.
- 2 Fermez l'arrivée d'air au dos de la PlateLoc Sealer ou au niveau de la source d'air (chambre, bouteille ou pompe).

**Procédure pour les systèmes d'automatisation pour laboratoire**

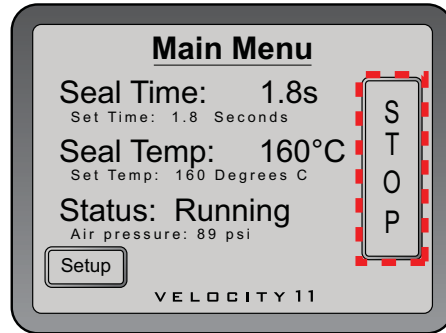
Vous pouvez démarrer un ou plusieurs cycles de scellage lors du lancement du protocole à l'aide du logiciel du système d'automatisation pour laboratoire Agilent Technologies. Pour des instructions détaillées, consultez le mode d'emploi du logiciel du système d'automatisation pour laboratoire Agilent Technologies.

## Arrêt d'un cycle de scellage en cours d'exécution

### Procédure pour un appareil autonome

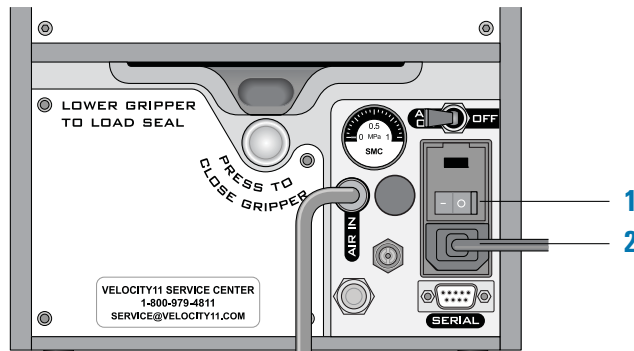
#### *Pour arrêter un cycle de scellage en cours d'exécution :*

Dans **Main Menu** (Menu principal), appuyez sur **STOP** (Arrêter).



#### *Pour arrêter un cycle de scellage en cas d'urgence :*

Si le bouton STOP (Arrêter) ne fonctionne pas ou ne répond pas assez rapidement, éteignez la PlateLoc Sealer (1). L'interrupteur Marche/Arrêt se trouve au dos de l'appareil. Vous pouvez également débrancher le cordon d'alimentation électrique de la PlateLoc Sealer (2).



### Procédure pour les systèmes d'automatisation pour laboratoire



Vous pouvez arrêter le cycle de scellage depuis le logiciel du système d'automatisation pour laboratoire Agilent Technologies. Pour des instructions détaillées, consultez le mode d'emploi du logiciel du système d'automatisation pour laboratoire Agilent Technologies.

## Menus et commandes de l'écran tactile

### Main menu (Menu principal)

Indicateur ou commande	Description
Seal Time (Durée du scellage) (s)	Indication de la durée, en secondes, pendant laquelle la plaque chauffante est en contact avec le film de scellage et la microplaque.  La durée du scellage est indiquée à rebours à partir du début du cycle de scellage.
Seal Temp (Température de scellage) (°C)	Indication de la température effective, en degrés Celsius, de la plaque chauffante.
Status (État)	Indication de l'état de la PlateLoc Sealer. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ready</b> (Prêt). La température de la PlateLoc Sealer est à moins de 2 °C de la température de scellage définie et est prête pour l'exécution d'un cycle de scellage.</li><li>• <b>Warming Up</b> (Chauffage). La PlateLoc Sealer est en train de chauffer en vue d'atteindre la température de scellage définie.</li><li>• <b>Cooling Down</b> (Refroidissement). La PlateLoc Sealer est en train de refroidir en vue d'atteindre la température de scellage définie.</li><li>• <b>In progress</b> (En cours). La PlateLoc Sealer est en train de sceller une microplaque.</li><li>• <b>Error</b> (Erreur). Une erreur s'est produite au cours du cycle de scellage de la PlateLoc Sealer.</li></ul>
Setup (Réglage)	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu de réglage des paramètres (Set Parameters Menu) sur l'écran tactile.
RUN/STOP (EXECUTER/ ARRÊTER)	Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou arrêter le cycle de scellage.  <i>Note:</i> Lorsque vous appuyez sur RUN, l'affichage du bouton devient STOP.

## Set Parameters menu (Menu de réglage des paramètres)

Paramètre	Description
Set Seal Time (Régler durée du scellage) (s)	Réglage de la durée, en secondes, pendant laquelle la plaque chauffante est en contact avec le film de scellage et la microplaque. Augmentez ou réduisez la durée en appuyant sur les flèches correspondantes.
Set Seal Temp (Régler température de scellage) (°C)	Réglage de la température, en degrés Celsius, de la plaque chauffante au début d'un cycle de scellage. Augmentez ou réduisez la température en appuyant sur les flèches correspondantes.
Contrast (Contraste) (  )	Réglage de la luminosité de l'écran tactile. Plus vous réduisez le contraste, plus le texte de l'écran tactile s'assombrit. Augmentez et réduisez le contraste en appuyant sur les flèches correspondantes de chaque côté du symbole (  )
Service (Entretien)	Réservé au personnel d'entretien d'Agilent Technologies.





**Guide rapide**

**G5402-93014**

Révision A, octobre 2013