

Intended Use

The InfinityLab Benchtop is designed for use with Agilent HPLC modules. Do not store other instruments or materials on the InfinityLab Benchtop.

WARNING

- When adding HPLC modules to your InfinityLab Benchtop, follow the instructions and warnings in your instrument module manuals.
- Agilent recommends the use of a Ground Fault Interrupter (GFI) circuit.
- Load HPLC modules onto your InfinityLab Benchtop from bottom to top. Reverse the order when unloading.

CAUTION

- Maximum load per shelf is 50 kg.
- Maximum total load is 150 kg.
- Verify that the workbench under the InfinityLab Benchtop can support 180 kg.

WARNING

- Transport the InfinityLab Benchtop using two persons and only when empty.
- Make sure the InfinityLab Benchtop stands upright and level.
- For extra stabilization, fix the InfinityLab Benchtop to the workbench using the two additional holes in the bottom plate.
- Avoid applying horizontal forces to the InfintyLab Benchtop.

CLEANING THE INFINITYLAB BENCHTOP

To keep clean, use a soft cloth slightly dampened with water, or a solution of water and mild detergent.

WARNING

Liquid dripping into the electronic compartment of your instrument module can cause shock hazard and damage to the module.

- Do not use an excessively damp cloth during cleaning.
- Drain all solvent lines before opening any connections in the flow path.

For more information

Learn more:

www.agilent.com/chem/a-line

Buy online:

www.agilent.com/chem/store

Contact Agilent:

www.agilent.com/chem/contactus

U.S. and Canada

1-800-227-9770

agilent_inquiries@agilent.com

Europe

info_agilent@agilent.com

Asia Pacific

inquiry@agilent.com

India

india-lsca_marketing@agilent.com

This information is subject to change without notice.

© Agilent Technologies, Inc. 2017
Printed in the USA August 25, 2017
5043-1728 Rev A

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



Utilisation prévue

Le système de rangement mobile Benchtop InfinityLab est conçu pour les modules HPLC Agilent. Ne rangez pas d'autres instruments ou un autre matériel sur le système de rangement mobile Benchtop InfinityLab.

AVERTISSEMENT

- Lors de l'ajout de modules HPLC à votre système de rangement mobile Benchtop InfinityLab, respectez les consignes et les avertissements des manuels de vos modules.
- Agilent recommande d'utiliser un disjoncteur de fuite de terre.
- Chargez les modules HPLC sur votre Benchtop InfinityLab du bas vers le haut. Faites l'inverse lorsque vous les déchargez.

ATTENTION

- Charge maximale par étagère : 50 kg
- Charge maximale totale : 150 kg
- Vérifiez que la table de travail sous le Benchtop InfinityLab est capable de supporter 180 kg.

AVERTISSEMENT

- Le transport du Benchtop InfinityLab doit se faire à vide et en présence de deux personnes.
- Assurez-vous que le Benchtop InfinityLab se tient à la verticale sur une surface plane.
- Pour une meilleure stabilité, fixez-le à la table de travail à l'aide des deux trous supplémentaires sur la plaque du bas.
- Évitez d'appliquer des forces horizontales sur le Benchtop InfinityLab.

NETTOYAGE DU BENCHTOP INFINITYLAB

Pour le garder propre, utilisez un chiffon doux légèrement humecté avec de l'eau, ou une solution d'eau et de détergent doux.

AVERTISSEMENT

La pénétration de liquide dans le compartiment électronique du module de votre instrument peut entraîner des risques d'électrocution et endommager le module.

- N'utilisez pas un chiffon excessivement imbibé au cours du nettoyage.
- Videz toutes les voies de solvant avant d'ouvrir une connexion dans le circuit

Uso previsto

La mesa InfinityLab se ha diseñado para su uso con módulos para cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) de Agilent. No almacene otros instrumentos o materiales en la mesa InfinityLab.

ADVERTENCIA

- Cuando añada módulos para HPLC a su mesa InfinityLab, siga las instrucciones y advertencias de los manuales de sus módulos de instrumentos.
- Agilent recomienda usar un circuito con interruptor diferencial (ID).
- Cargue los módulos para HPLC en su mesa InfinityLab de abajo hacia arriba. Para descargarlos, siga el orden inverso.

PRECAUCIÓN

- El estante por estantería es de 50 kg.
- La carga máxima total es de 150 kg.
- Asegúrese de que la estructura situada bajo la mesa InfinityLab pueda soportar 180 kg.

ADVERTENCIA

- La mesa InfinityLab debe transportarse entre dos personas y solo cuando esté vacía.
- Asegúrese de que la mesa InfinityLab queda en posición vertical y nivelada.
- Para estabilizar mejor la mesa InfinityLab, fíjela a la estructura usando los dos orificios adicionales de la placa inferior.
- No aplique fuerzas horizontales a la mesa InfinityLab.

LIMPIEZA DE LA MESA INFINITYLAB

Para mantenerla limpia, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o con una disolución de agua y detergente suave.

ADVERTENCIA

El goteo de líquido en el compartimento electrónico del módulo de instrumentos supone un riesgo de descarga y puede dañar el módulo.

- No utilice paños demasiado húmedos durante la limpieza.
- Vacíe todas las líneas de disolvente antes de abrir las conexiones del paso de fl ujo.

Uso previsto

Benchtop InfinityLab è progettato per l'uso con i moduli HPLC Agilent. Non stoccare altri strumenti o materiali sopra a Benchtop InfinityLab.

AVVERTENZA

- Quando si aggiungono moduli HPLC a Benchtop InfinityLab attenersi alle istruzioni e alle avvertenze contenute nei manuali del modulo per strumenti.
- Agilent consiglia l'uso di un interruttore differenziale.
- Caricare i moduli HPLC su Benchtop InfinityLab dal basso verso l'alto. Invertire l'ordine quando li si scarica.

ATTENZIONE

- Il carico massimo per ripiano è 50 kg.
- Il carico totale massimo è 150 kg.
- Verificare che il banco da lavoro sotto Benchtop InfinityLab possa sostenere 180 kg.

AVVERTENZA

- Le transport du Benchtop InfinityLab doit se faire à vide et en présence de deux personnes.
- Assurez-vous que le Benchtop InfinityLab se tient à la verticale sur une surface plane.
- Pour une meilleure stabilité, fixez-le à la table de travail à l'aide des deux trous supplémentaires sur la plaque du bas.
- Évitez d'appliquer des forces horizontales sur le Benchtop InfinityLab.

NETTOYAGE DU BENCHTOP INFINITYLAB

Pour le garder propre, utilisez un chiffon doux légèrement humecté avec de l'eau, ou une solution d'eau et de détergent doux.

AVVERTENZA

L'ingresso di liquidi nel comparto dell'elettronica del modulo per strumenti può causare scosse elettriche o il danneggiamento del modulo stesso.

- Evitare l'uso di un panno eccessivamente umido durante la pulizia.
- Drenare tutte le linee del solvente, prima di aprire qualsiasi collegamento nel circuito idraulico.

使用目的

InfinityLab ベンチトップは、Agilent HPLC モジュール専用に設計されています。InfinityLab ベンチトップに他の機器や器材を収納しないでください。

警告

- HPLC モジュールを InfinityLab ベンチトップに設置するときは、機器モジュールのマニュアルの説明および警告に従ってください。
- Agilent は、漏電ブレーカーの使用を推奨しています。
- InfinityLab ベンチトップは、下段から順に HPLC モジュールを収納してください。取り出すときは、逆の順序で行ってください。

注意

- 棚当たりの最大積載量は 50 kg です。
- 総最大積載量は 150 kg です。
- InfinityLab ベンチトップを設置するワークベンチの耐荷重が 180 kg 以上であることをご確認ください。

警告

- InfinityLab ベンチトップを運搬するときは、必ず棚を空にして 2 人で運んでください。
- InfinityLab ベンチトップは水平な場所に縦置きしてください。
- InfinityLab ベンチトップをより安定させるため、ボトムプレートにある 2 つの穴を使ってワークベンチに固定してください。
- InfinityLab ベンチトップは水平方向に押さないでください。

InfinityLab ベンチトップのクリーニング

クリーニングを行う際は、少量の水、または水で薄めた中性洗剤で湿らせた柔らかい布をご使用ください。

警告

- 機器モジュールの電子コンパートメントに液体が入ると、感電やモジュールの損傷を引き起こす恐れがあります。
- クリーニング中は多量の水分を含んだ布を使用しないでください。
- 管路内の連結部を開く前には必ずすべての溶媒ラインを排水してください。

Bestimmungsgemäße Verwendung

InfinityLab Benchtop ist für die Anwendung mit Agilent HPLC-Modulen konzipiert. Keine anderen Geräte oder Materialien auf der InfinityLab Benchtop lagern.

WARNUNG

- Wenn Sie HPLC-Module zu Ihrer InfinityLab Benchtop hinzufügen, beachten Sie die Anweisungen und Warnhinweise in den Gerätehandbüchern.
- Agilent empfiehlt die Einrichtung eines Fehlerstrom-schutzschalters (FI).
- Laden Sie die HPLC-Module von unten nach oben auf die InfinityLab Benchtop. Das Entladen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

VORSICHT

- Die Maximallast pro Regalboden beträgt 50 kg.
- Die Maximallast insgesamt beträgt 150 kg.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitstisch unter der InfinityLab Benchtop für eine Traglast bis 180 kg geeignet ist.

WARNUNG

- Transportieren Sie die InfinityLab Benchtop mit zwei Personen und nur im leeren Zustand.
- Stellen Sie sicher, dass die InfinityLab Benchtop aufrecht und eben steht.
- Für zusätzliche Stabilisierung schrauben Sie die InfinityLab Benchtop am Arbeitstisch fest. Nutzen Sie hierzu die beiden zusätzlichen Bohrungen in der Bodenplatte.
- Wenden Sie keine Horizontalkräfte auf die InfinityLab Benchtop an.

REINIGUNG DER INFINITYLAB BENCHTOP

Die Reinigung sollte mit einem weichen, mit Wasser oder einer milden Spülmittellösung leicht angefeuchteten Tuch erfolgen.

WARNUNG

In die Elektronik des Gerätemoduls tropfende Flüssigkeit kann zu einem Stromschlag führen und das Gerätemodul beschädigen.

- Verwenden Sie für die Reinigung kein zu feuchtes Tuch.
- Vor dem Öffnen von Verschraubungen im Flussweg müssen daher alle Lösemittelleitungen entleert werden.

预期用途

InfinityLab Benchtop 旨在与 Agilent HPLC 模块配合使用。请勿在 InfinityLab Benchtop 上存放其他仪器或材料。

警告

- 将 HPLC 模块添加到 InfinityLab Benchtop 时，请按照仪器模块手册中的说明和警告操作。
- Agilent 建议使用接地故障断路器 (GFI) 电路。
- 将 HPLC 模块从下到上装载到 InfinityLab Benchtop。卸载时，请使用相反顺序。

小心

- 每块搁板的最大负载为 50 kg。
- 最大总负载为 150 kg。
- 确认 InfinityLab Benchtop 下的工作台可承重 180 kg。

警告

- 运输 InfinityLab Benchtop 时需要两个人，且仅在其为空时运输。
- 确保 InfinityLab Benchtop 保持直立和水平。
- 为了进一步稳定，请使用底板上的两个孔将 InfinityLab Benchtop 固定到工作台上。
- 避免向 InfintyLab Benchtop 施加水平力。

清洁 INFINITYLAB BENCHTOP

为保持干净，应使用软布蘸少量水或温和洗涤剂的溶液进行清洗。

警告

液体滴入仪器模块的电子箱中可导致触电危险并损坏模块。

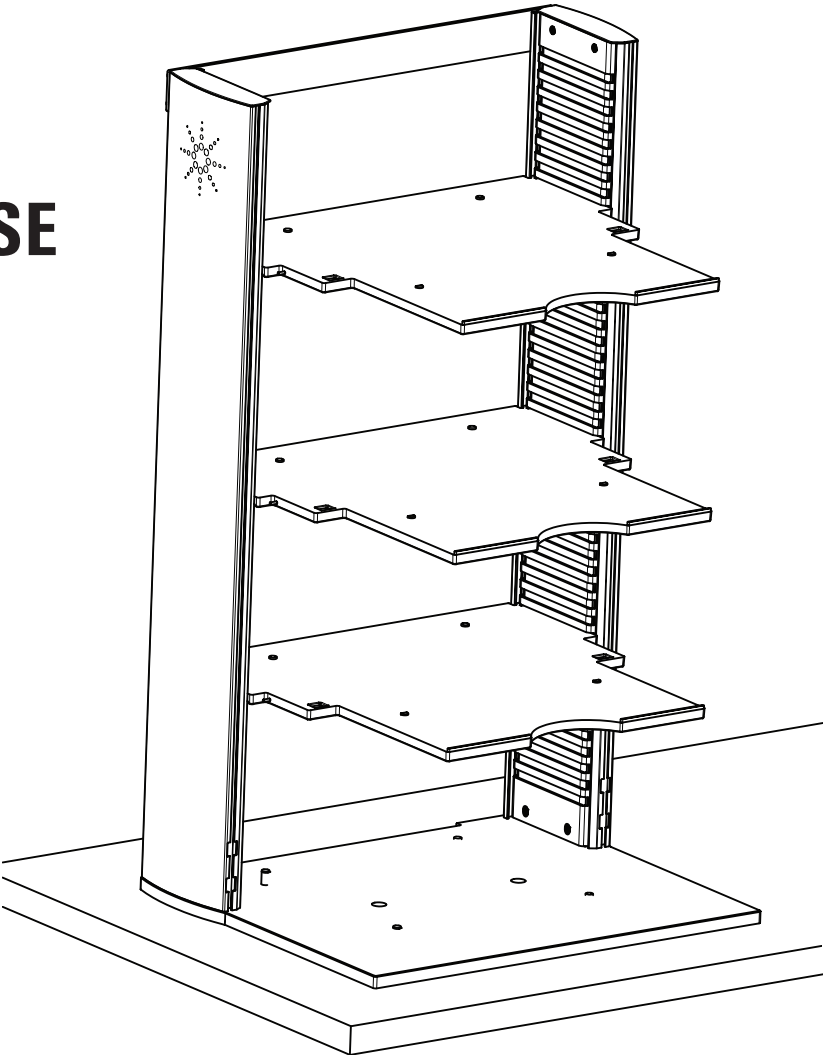
- 清洁时，切勿使用过湿的布。
- 打开流路的任何连接前排干所有溶剂管线



Agilent InfinityLab Benchtop

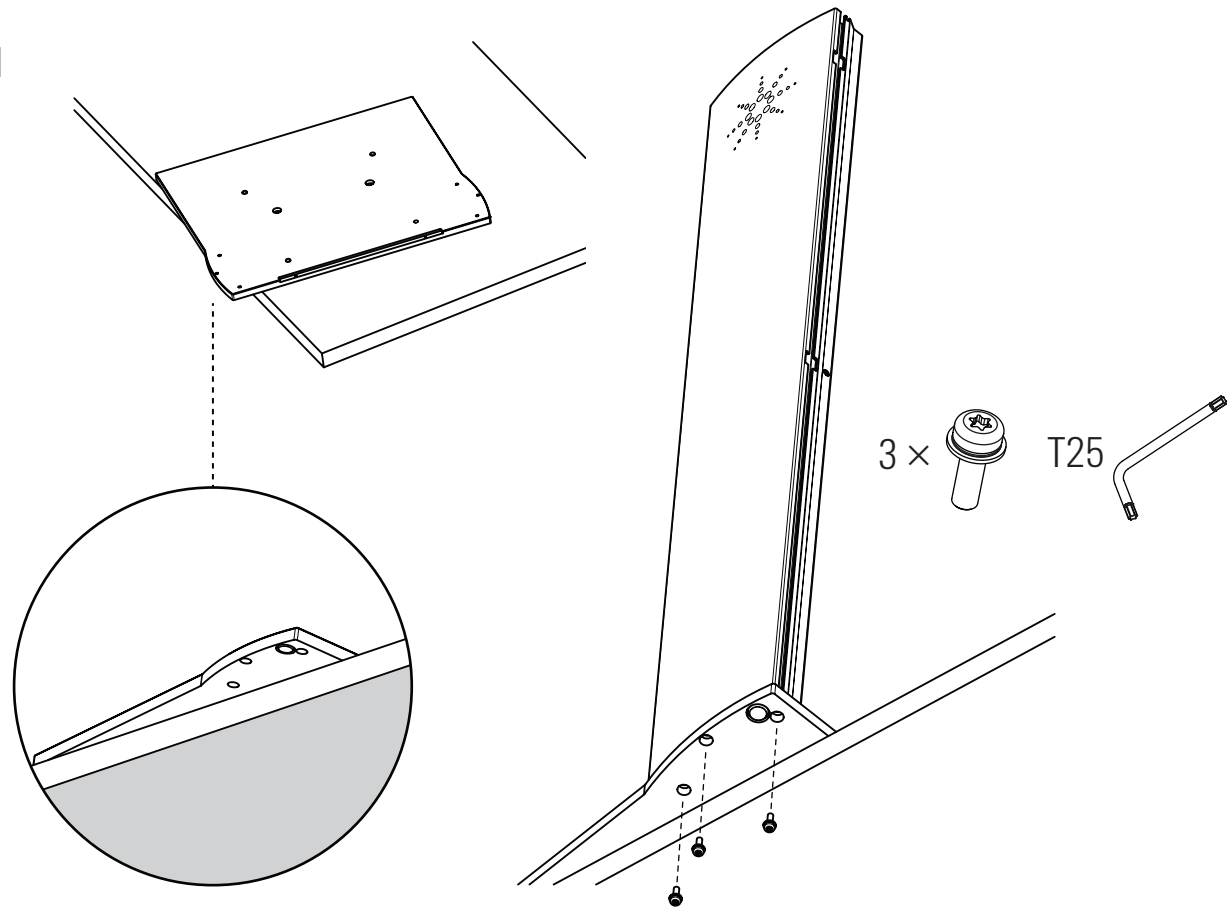
p/n 5043-1711, 5043-1740

ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS

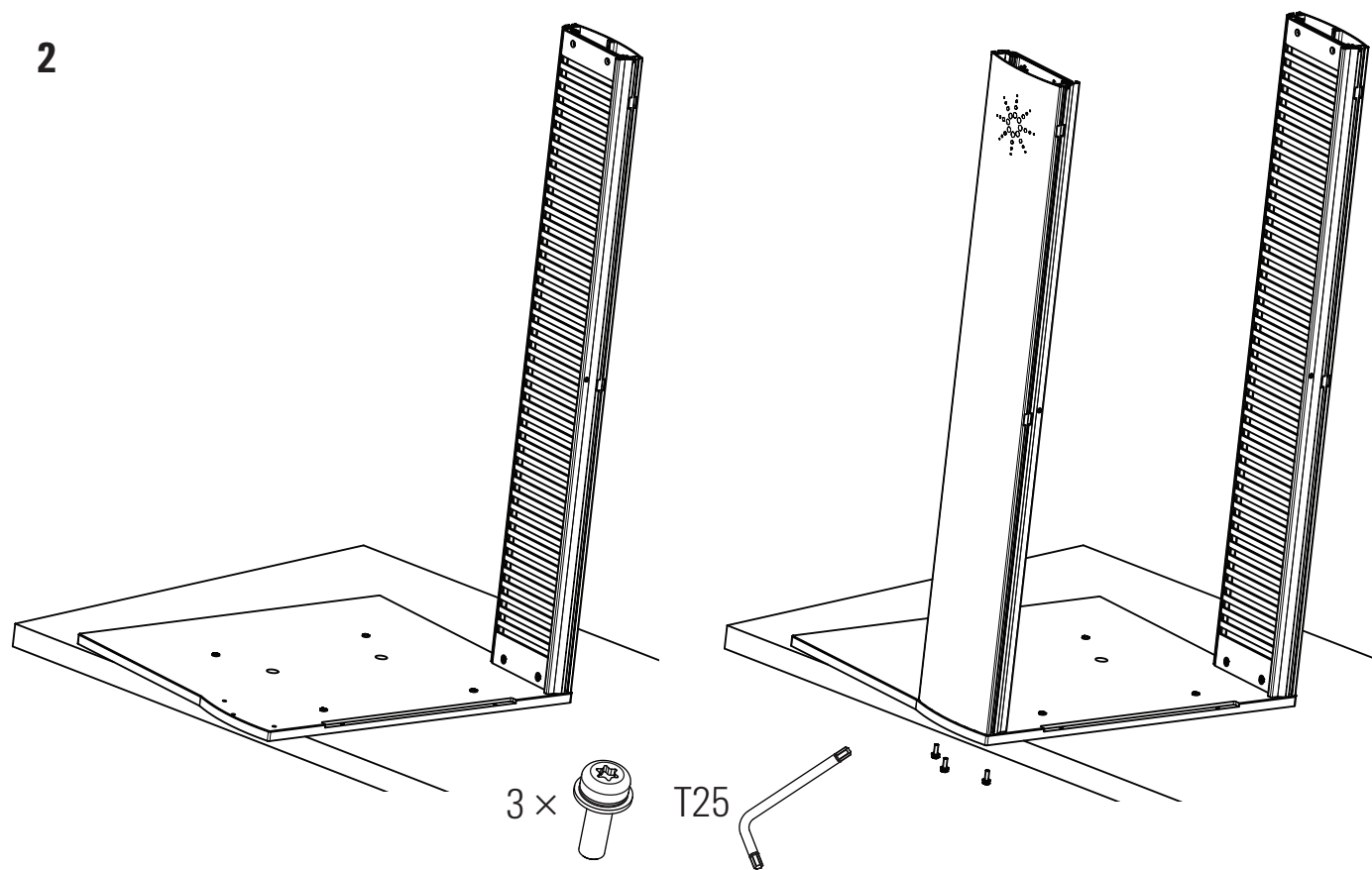


Agilent Technologies

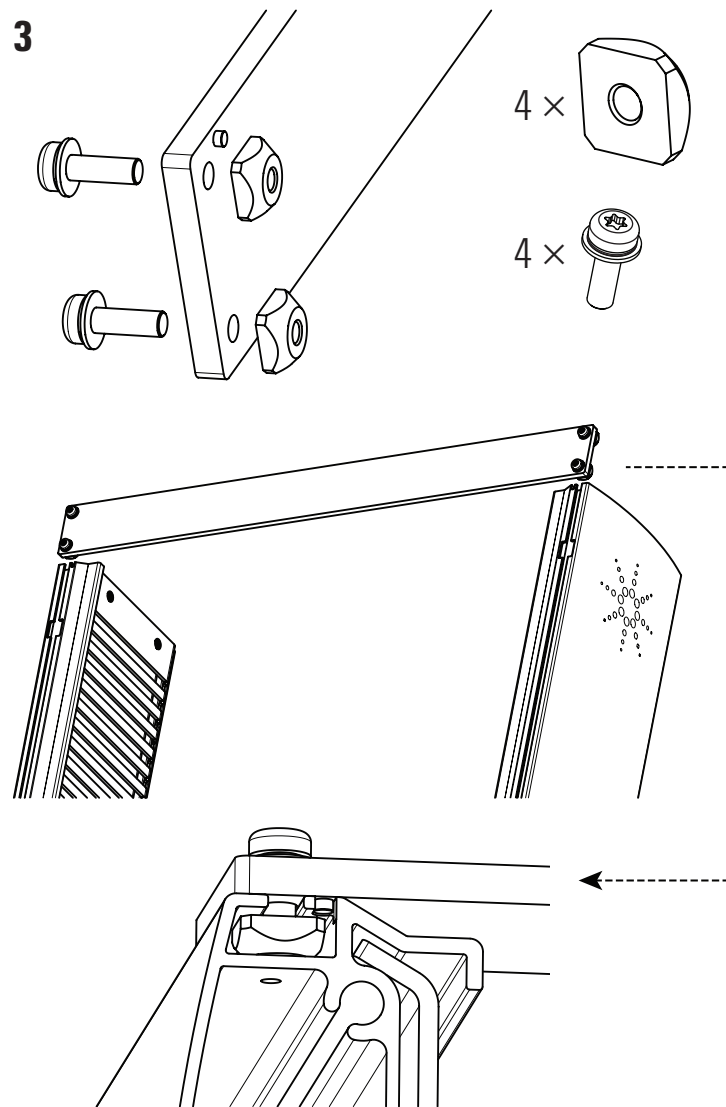
1



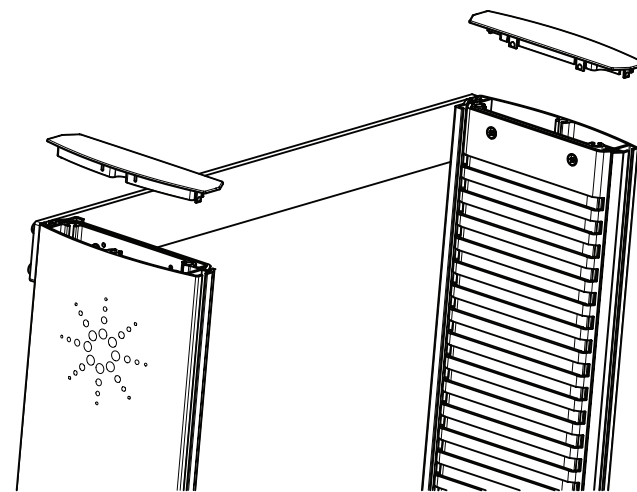
2



3



4



5

