

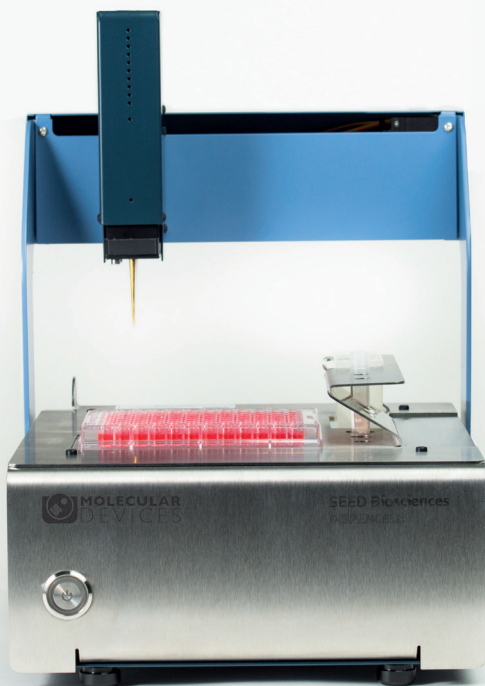


Dispenser de cellules uniques DispenseCell™

Preuve de clonalité immédiate et traçable

Confère aux scientifiques les moyens d'isoler des
cellules uniques plus efficacement et avec d'avantage
de fiabilité.

Isolation des cellules
uniques rapide, facile
et délicate



DispenCell

Un dispenser de cellules uniques simple

DispenCell™ est un instrument de laboratoire automatisé et développé pour une isolation rapide, facile et délicate des cellules uniques. Conçu par des scientifiques pour des scientifiques, DispenCell est destiné à s'intégrer sans problème dans votre routine de laboratoire grâce à une approche prête à l'utilisation.

Imagerie des cellules uniques

The top graph shows a single peak with a checkmark, representing a correct representation of the effect of temperature. The bottom graph shows a double peak with an X mark, representing an incorrect representation of the effect of temperature.

Plate N° 02

96 wells

Results Data

[illegible]

- ✓ Single cell

✖ Discarded well



DispensCell est équipée d'une pointe de détection qui agit comme un compteur Coulter.

Alors qu'une cellule unique passe à travers l'ouverture Coulter pour s'écouler dans le puits, elle laisse une signature unique qui apparaît comme un pic unique alors que des pics multiples résultent des doublets ou des cellules multiples.

Avantages

Une expérience utilisateur améliorée pour des résultats meilleurs et plus rapides



Facilité d'utilisation

Intuitif avec une interface simple et facile à configurer. Aucun nettoyage ni étalonnage nécessaires



Sans risque de contamination

Une pointe jetable brevetée garantit une isolation propre des cellules uniques et l'absence de contamination croisée. Certifié exempt de produits d'origine animale et de matériaux cytotoxiques..



Preuve de clonalité

Un outil logiciel d'analyse des cellules uniques fournit instantanément un rapport de preuve de clonalité traçable..



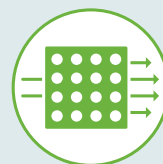
Efficacité de clonage élevée

Sa conception unique garantit une distribution délicate pour une meilleure viabilité et efficacité de clonage



Compact

D'un format adapté aux paillasse, DispensCell s'adapte parfaitement sous une hotte pour travailler dans des conditions stériles, sur une paillasse pour un ensemencement de routine ou dans un workflow automatisé préexistant.



Délicat

Manipulation extrêmement délicate des échantillons de cellules, comparable au pipetage manuel (moins de 0,1 Psi), ce qui préserve la viabilité et l'excroissance cellulaires.

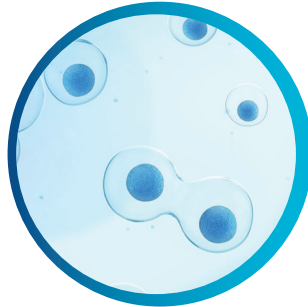
Applications appropriées

Le bon instrument pour optimiser votre workflow

L'isolation des cellules uniques et la preuve de clonalité sont essentielles à de nombreuses applications, notamment le développement de lignées cellulaires, l'édition génomique à médiation par CRISPR, l'isolation des cellules rares, le criblage des anticorps monoclonaux et la génomique unicellulaire. Les notes d'application sont disponibles pour garantir une expérience utilisateur optimale.



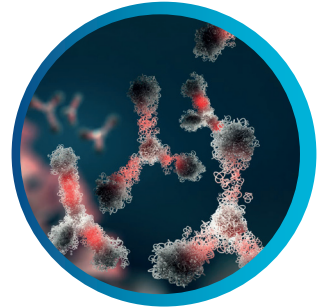
**Développement
t de lignées
cellulaires**



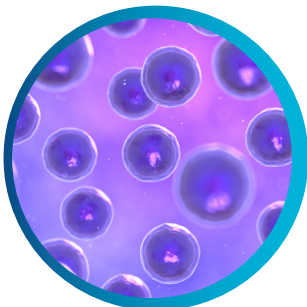
**Édition génomique
à médiation par
CRISPR**



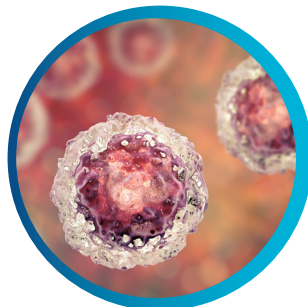
**Criblage
d'anticorps
monoclonaux**



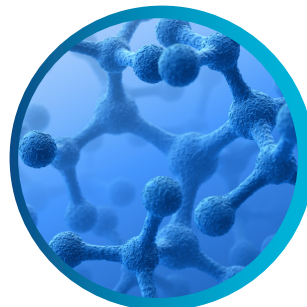
**Isolation des
cellules rares**



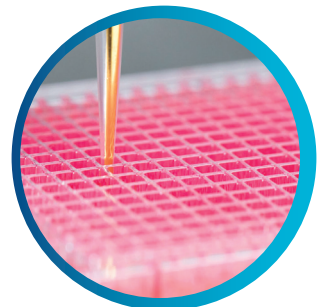
**Séquençage des
cellules uniques**



**Génomique
unicellulaire**



**Thérapies
cellulaire et
génique**



**Distribution à 96
et 384 puits**

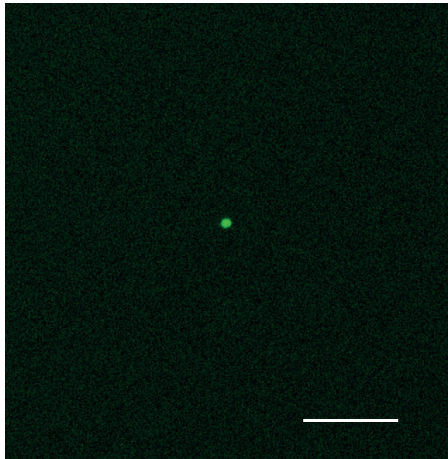
"Le DispenCell n'est pas difficile à comprendre et c'est exactement pour cela que nous l'aimons. Son adoption par l'utilisateur est facile, il manipule les cellules en douceur, et il fournit l'assurance de la monoclonalité. Ce sont les principales caractéristiques dont nous avons besoin dans une usine de développement robuste de lignées de cellules iPSC."

—HANS WEBER, responsable de l'automatisation, Century Therapeutics

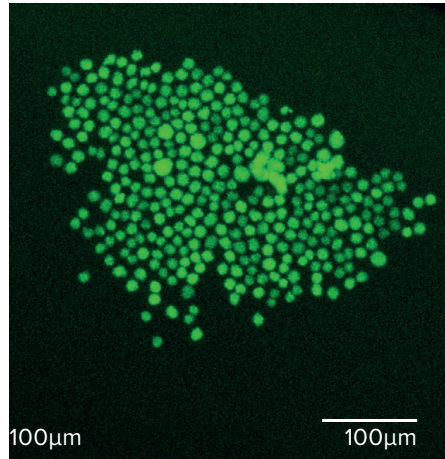
Convivialité pour les cellules

Aussi délicat que le pipetage manuel

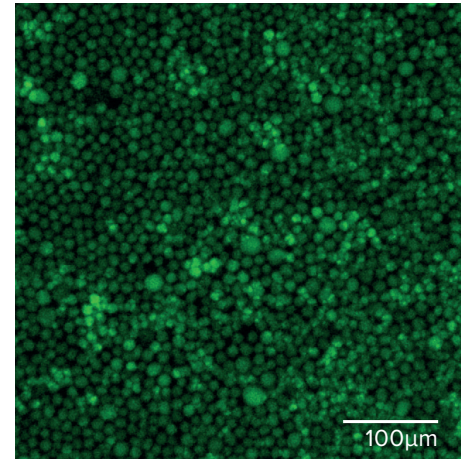
La technologie unique de DispenseCell permet une manipulation extrêmement délicate des échantillons de cellules, comparable au pipetage manuel (moins de 0,1 psi), mais plus efficace. Par conséquent, la viabilité et l'excroissance cellulaires sont préservées.



Jour 0

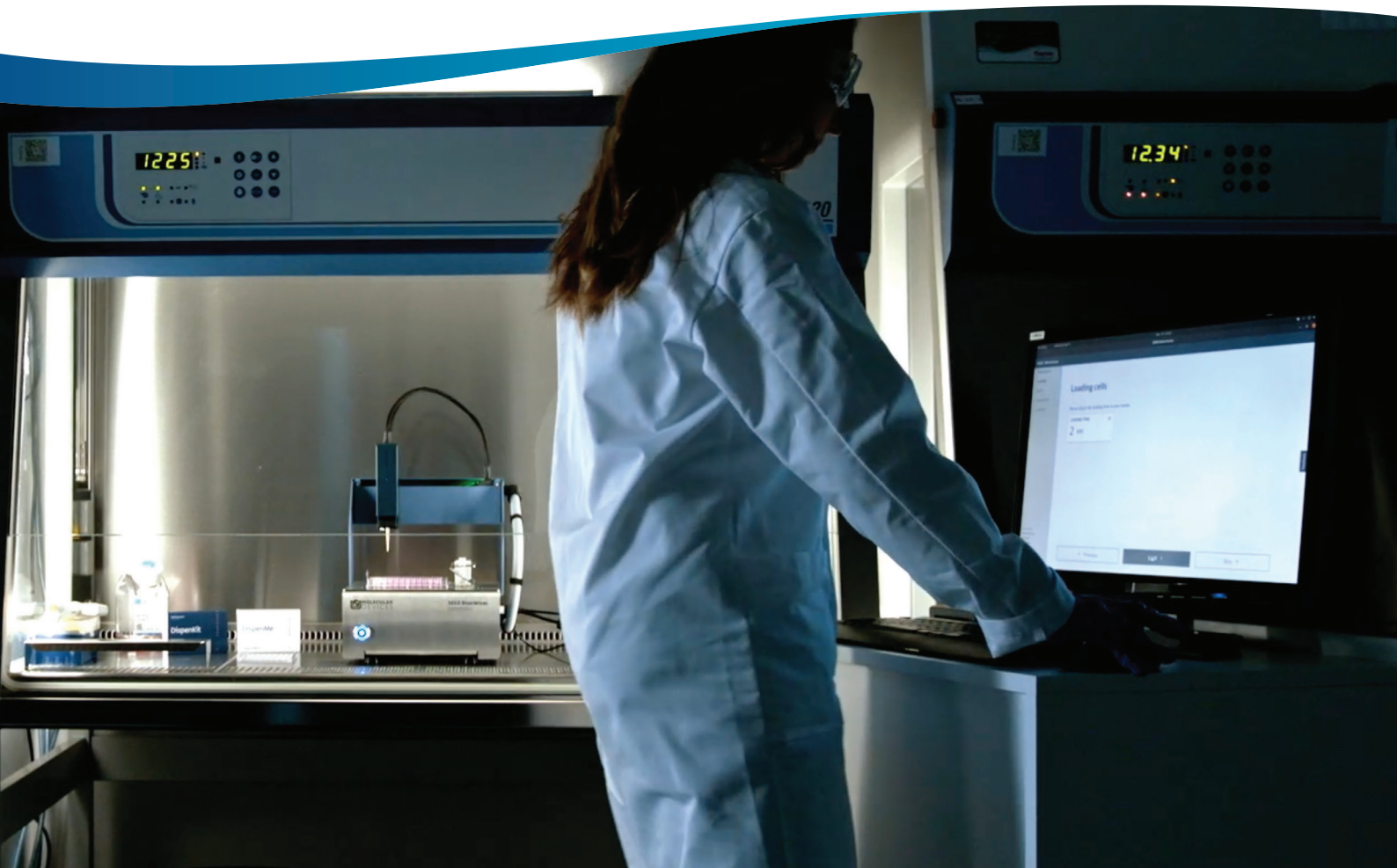


Jour 7



Jour 14

Excroissance clonale d'une cellule de CHO unique distribuée avec DispenseCell.





Caractéristiques techniques

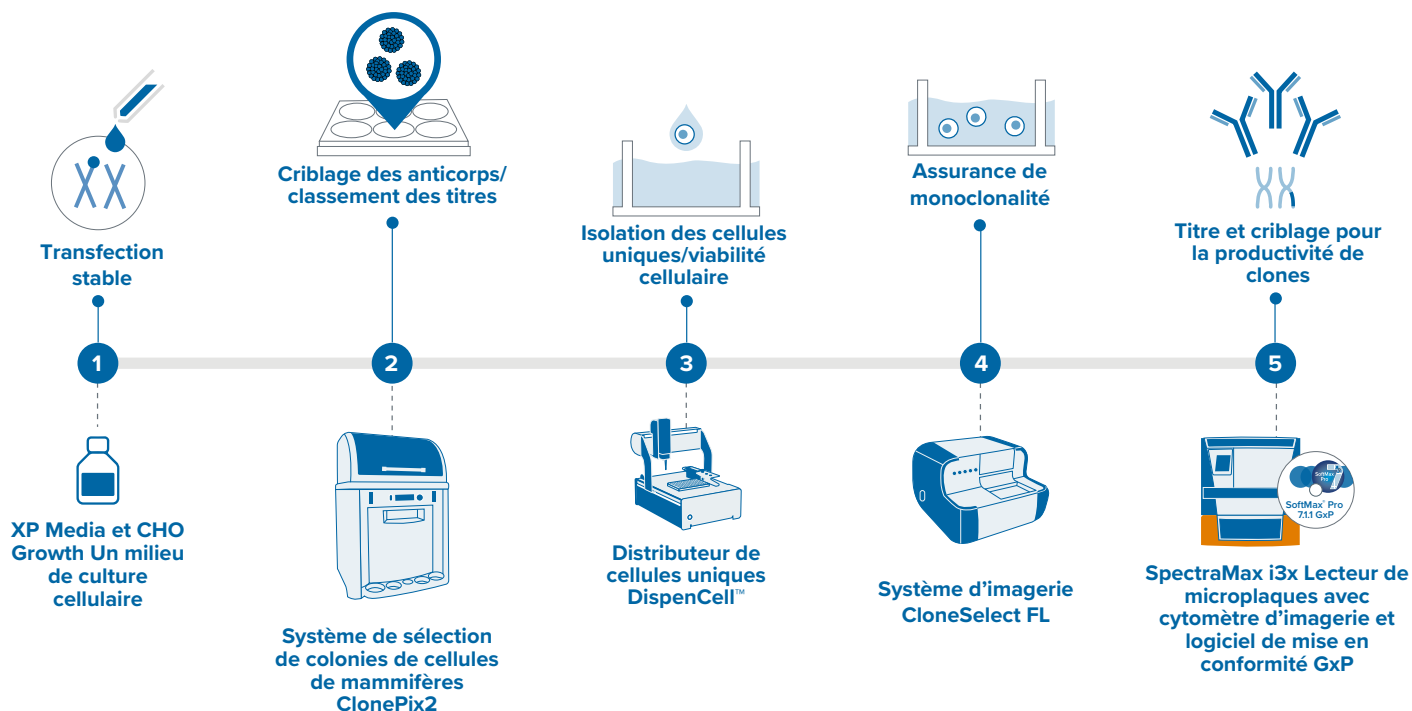
DispenseCell

Pression	Moins de 0,1 psi
Support de plaques	Deux plaques (96 ou 384 puits)
Nombre minimal de cellules	100 cellules
Étalonnage	Aucun besoin
Nettoyage	Aucun besoin
Préparation d'échantillons	10 min
Distribution	Plaque à 96 puits en 5 min
Paramètres cellulaires	Taille, doublets

Références

- Bonzon, D. et al. (2020) 'Impedance-Based Single-Cell Pipetting', SLAS TECHNOLOGY: Translating Life Sciences Innovation, 25(3), pp. 222–233. doi: 10.1177/2472630320911636.
- Muller, G. et al. (2020) 'Traceable Impedance-Based Dispensing and Cloning of Living Single Cells', SLAS TECHNOLOGY: Translating Life Sciences Innovation, 25(3), pp. 215–221. doi: 10.1177/2472630320905574.
- Hannart, H. et al. (2021) 'Traceable Impedance-based single cell pipetting: from a research set-up to a robust and fast automated robot', SLAS TECHNOLOGY: Translating Life Sciences Innovation. doi: <https://doi.org/10.1016/j.slasi.2021.12.003>
- Ben Khelil, M et al. (2021) 'A new workflow combining magnetic cell separation and impedance-based cell dispensing for gentle, simple and reliable cloning of specific CD8+ T cells', SLAS TECHNOLOGY: Translating Life Sciences Innovation. doi: <https://doi.org/10.1016/j.slasi.2021.11.001>

Vérifiez la monoclonalité en toute confiance au jour zéro avec un ensemble CloneSelect Imager FL et DispensCell



Optimisez votre flux de travail lorsque vous associez le DispensCell au CloneSelect Imager FL

Le tout nouveau CloneSelect Imager FL ajoute une technologie fluorescente multicanaux haut contraste en plus de l'imagerie standard en lumière blanche qui permet de détecter avec précision les cellules uniques et de prouver la monoclonalité dès le premier jour. Identifiez et vérifiez les modifications des gènes grâce à des tests de confluence comparatifs.

- Documentez de façon numérique les preuves des cellules uniques et de la confluence pour les audits et la soumission aux organismes de réglementation
- Capturez les cellules de façon non invasive à plusieurs points de capture dans le temps afin de surveiller la formation des colonies
- Criblage par imagerie en lumière blanche haute résolution
- Obtenez des résultats en temps réel grâce à une analyse à la volée
- Automatisation et intégration prêtes

Commencez.. Explorez la distribution de cellules uniques avec nous.

Nous contacter

Téléphone: 00800.665.32860

Site Web:

www.moleculardevices.com

de.moleculardevices.com

fr.moleculardevices.com

Email: info@moldev.com

Consultez notre site Web pour obtenir une liste actualisée des distributeurs mondiaux

Bureaux régionaux

USA and Canada +1.800.635.5577

United Kingdom +44.118.944.8000

Europe* 00800.665.32860

China +86.4008203586

Taiwan/Hong Kong +886.2.2656.7585

Japan +81.3.6362.9109

South Korea +82.2.3471.9531

India +91.73.8661.1198

*Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom