

 **MOLECULAR
DEVICES**

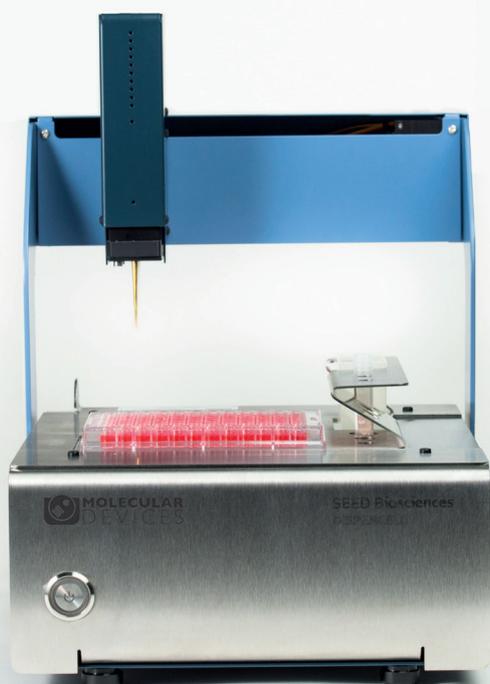
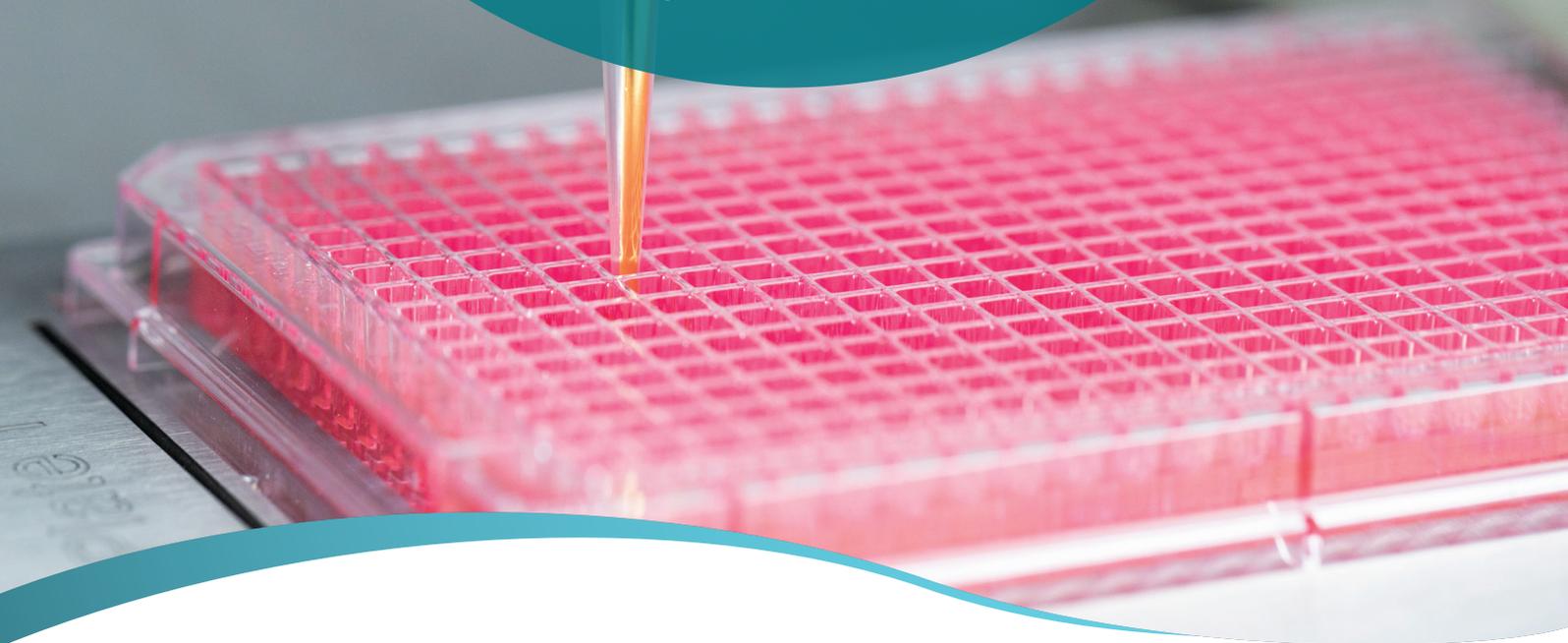


Dispensatore di singole cellule DispenseCell™

Prova di clonalità immediata e tracciabile

Consente agli scienziati di isolare le singole cellule in modo più efficace e affidabile.

Isolamento rapido,
facile e delicato di
singole cellule



DispenCell

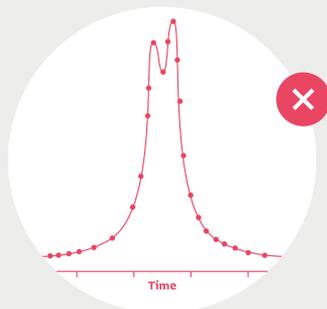
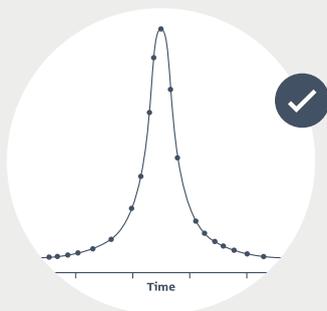
Un dispensatore semplice di singole cellule

DispenCell™ è uno strumento di laboratorio automatizzato sviluppato per l'isolamento rapido, semplice e delicato di singole cellule. Progettato dagli scienziati per gli scienziati, DispenCell è stato ideato per integrarsi comodamente nella routine di laboratorio, con un approccio pronto per l'uso.

Tracciabilità

Mappatura di singole cellule

Il software di analisi delle singole cellule fornisce una mappa per una prova di clonalità immediata e tracciabile. L'unità di dispensazione di singole cellule DispenCell è dotata di una punta di rilevamento che rileva il passaggio delle cellule. Con l'avanzare di ciascuna cellula viene attivato un segnale elettrico univoco. La traccia elettrica univoca viene registrata immediatamente, consentendo all'utente di controllarne la clonalità in modo immediato una volta dispensate le cellule. Il set completo di dati viene archiviato in una prova di clonalità. La tecnologia DispenCell è brevettata.



SEED • Biosciences

Plate N° 02
96 wells

Results	Data										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
B		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
C		✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
D		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
E		✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
F		✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G		✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
H		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

✓ Single cell ✗ Discarded well



DispensCell è dotato di una punta di rilevamento che funge da contatore Coulter

Quando una singola cellula passa attraverso l'apertura del Coulter per poi finire nel pozzetto, lascia un segnale elettrico che appare come picco univoco, mentre le doppiette o le cellule multiple lasciano picchi multipli.

Vantaggi

Un'esperienza utente migliorata per risultati più rapidi e migliori



Facilità di utilizzo

Intuitivo con un'interfaccia semplice e facile da configurare. Non è richiesta alcuna calibrazione.



Senza contaminazione

Un puntale monouso brevettato assicura un isolamento pulito delle singole cellule e nessuna contaminazione incrociata. Certificato come privo di prodotti di origine animale e materiale citotossico.



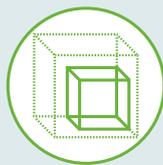
Prova di clonalità

Uno strumento software per l'analisi di una singola cellula fornisce istantaneamente una prova di clonalità tracciabile.



Alta efficienza di clonazione

Il suo design esclusivo garantisce un dosaggio delicato per una migliore vitalità ed efficienza di clonazione.



Compatto

Il dispositivo da banco DispensCell si adatta perfettamente sotto una cappa per lavorare in condizioni sterili, su un banco per il seeding di routine o in un flusso di lavoro automatizzato preesistente.



Delicato

Estremamente delicato nella manipolazione delle cellule, paragonabile al pipettaggio automatico (meno di 0,1 psi), preservando la vitalità e la crescita cellulare.

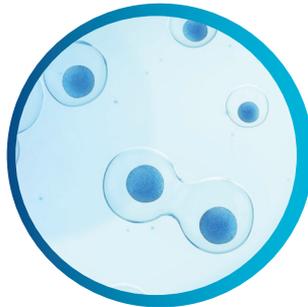
Applicazioni idonee

Lo strumento giusto per ottimizzare il flusso di lavoro

L'isolamento delle singole cellule e la prova di clonalità sono fondamentali per diverse applicazioni, tra cui lo sviluppo di linee cellulari, l'editing genetico con tecnologia CRISPR, l'isolamento di cellule rare, lo screening di anticorpi monoclonali e la genomica delle singole cellule. Per un'esperienza utente ottimale sono disponibili le note di applicazione.



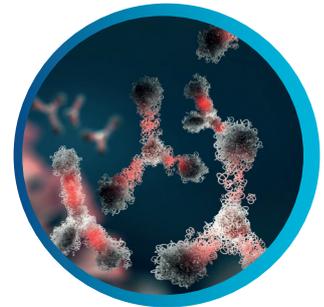
Sviluppo di linee cellulari



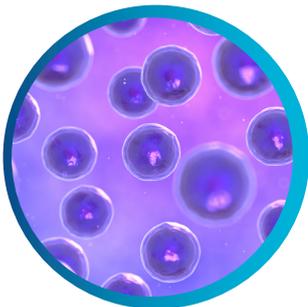
Editing genetico con tecnologia CRISPR



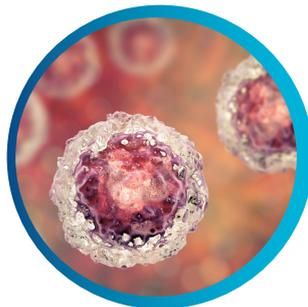
Screening di anticorpi monoclonali



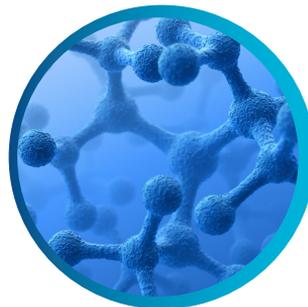
Isolamento di cellule rare



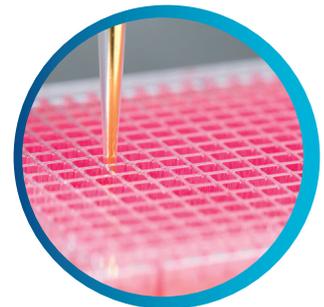
Sequenziamento di singole cellule



Genomica di singole cellule



Terapie cellulari e genetiche



Dispensazione a 96 e a 384 pozzetti

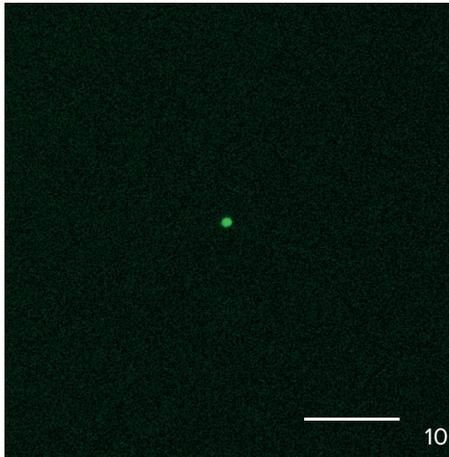
"DispenCell non rappresenta una scienza esatta ed è il motivo per cui ci piace. L'adozione da parte dell'utente è facile, delicata con le cellule e offre una garanzia di monoclonalità. Si tratta di funzionalità chiave necessarie in una struttura di sviluppo di linee iPSC".

—HANS WEBER Automation Lead, Century Therapeutics

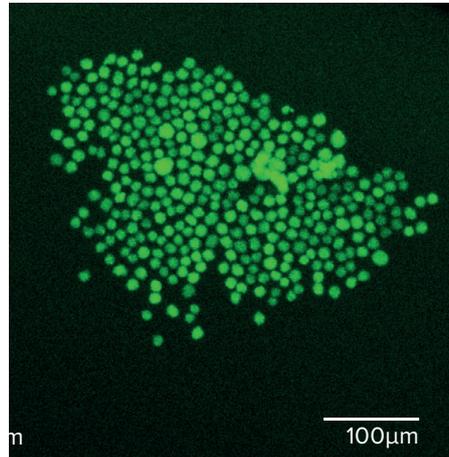
Rispettoso delle cellule

Delicato come il pipettaggio manuale

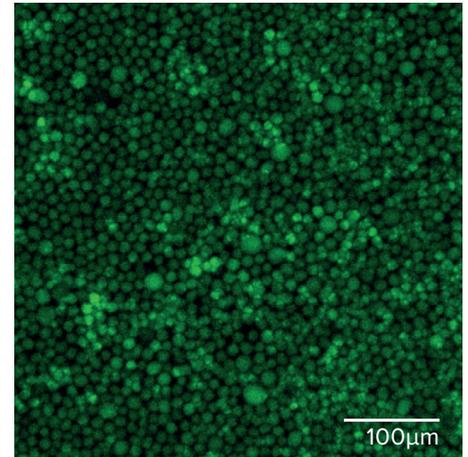
La tecnologia esclusiva DispenCell consente una manipolazione estremamente delicata del campione cellulare, paragonabile al pipettaggio manuale (meno di 0,1 psi), ma ancor più efficace. Di conseguenza vengono garantite la vitalità e la crescita cellulare.



Giorno 0

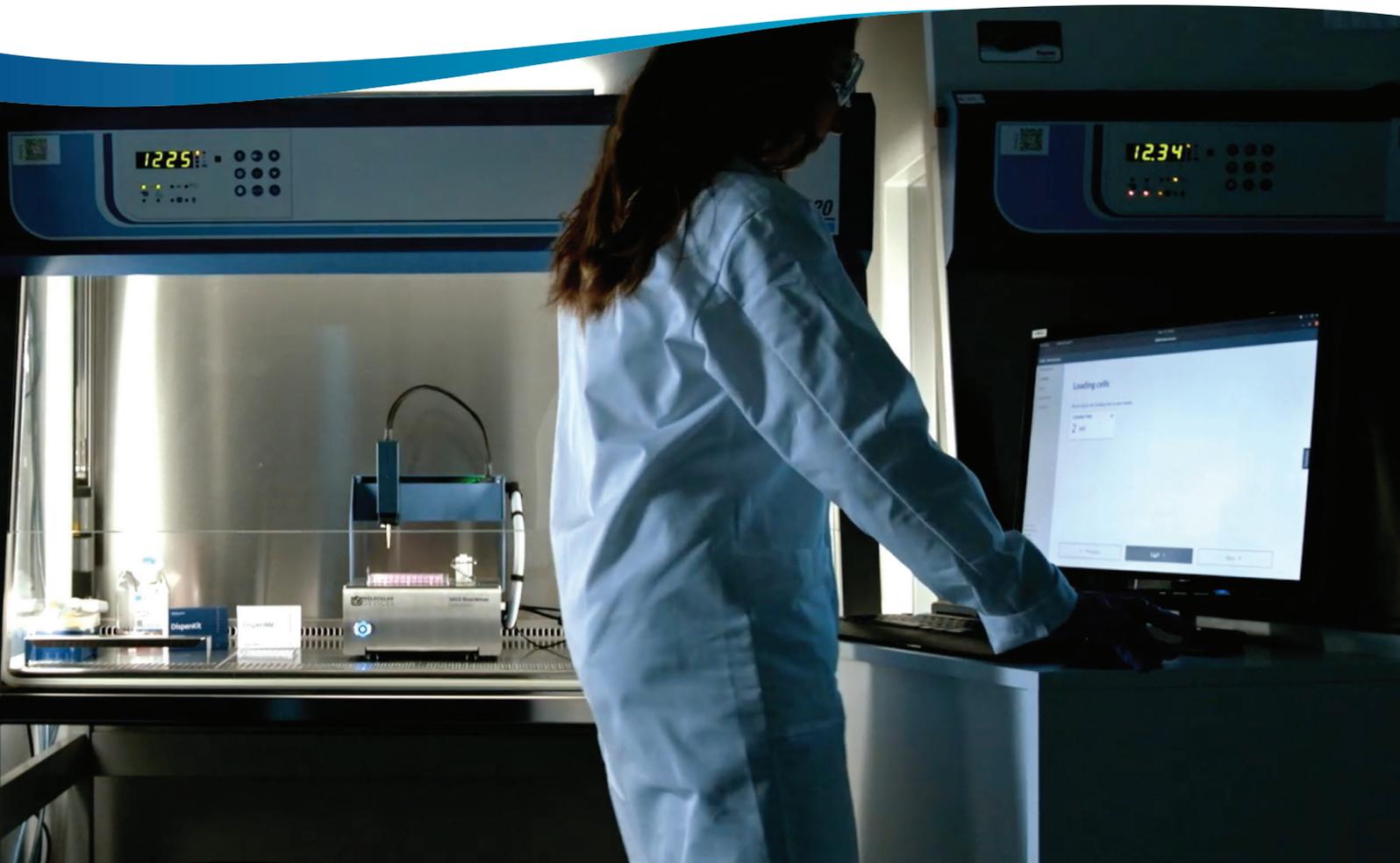


Giorno 7



Giorno 14

Crescita clonale di una singola cellula CHO dispensata con DispenCell.





Specifiche tecniche

DispenCell

Specifiche tecniche	Meno di 0,1 psi
Supporto per piastra	2 piastre (a 96 o 384 pozzetti)
Numero minimo di cellule	100 cellule
Calibrazione	Non necessaria
Pulizia	Non necessaria
Preparazione del campione	10 min
Dispensazione	96 piastre del pozzetto in 5 min
Parametri cellulare	Dimensioni, doppiette

Riferimenti bibliografici

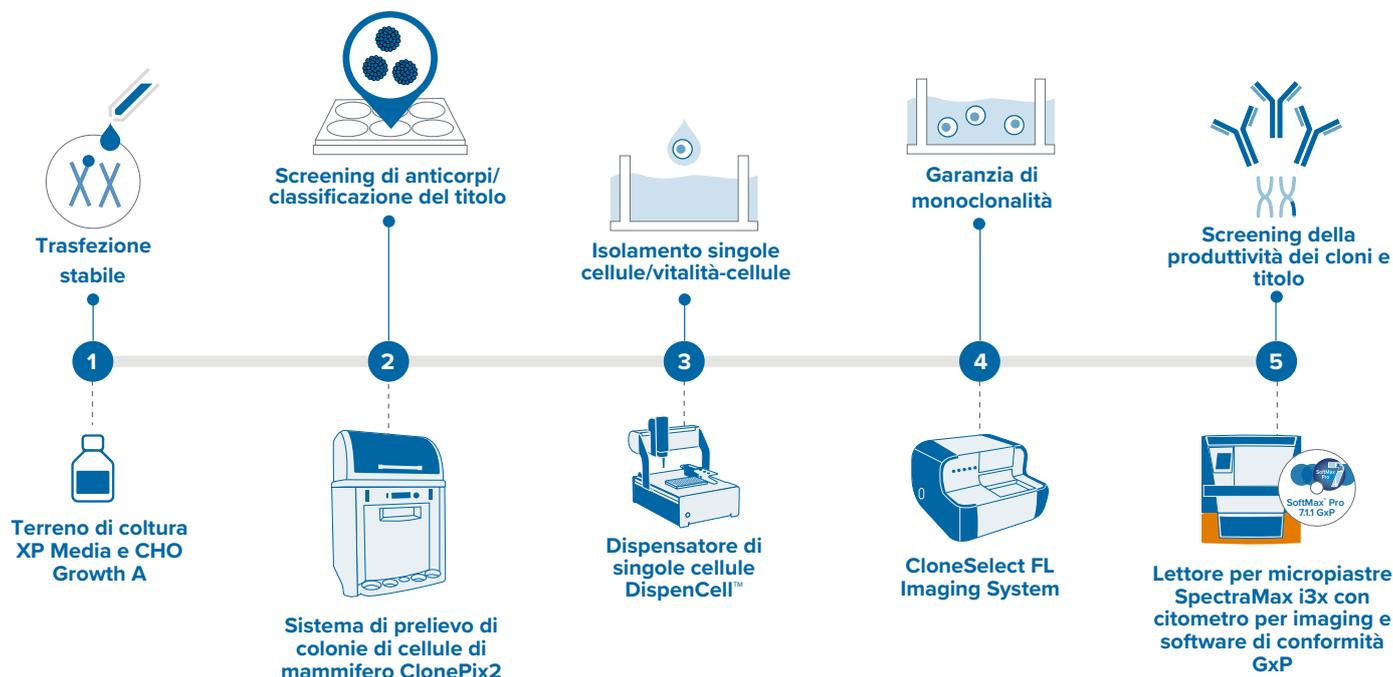
Bonzon, D. et al. (2020) 'Impedance-Based Single-Cell Pipetting', SLAS TECHNOLOGY: Translating Life Sciences Innovation, 25(3), pp. 222–233. doi: 10.1177/2472630320911636.

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.slast.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.slast.2021.11.001>

Verificate con sicurezza la monoclonalità al giorno zero con CloneSelect Imager FL e il pacchetto DispenCell



Semplicite il vostro flusso di lavoro abbinando DispenCell a CloneSelect Imager FL

Oltre all'imaging in luce bianca standard, il nuovissimo imager CloneSelect FL è dotato di una tecnologia a fluorescenza multicanale ad alto contrasto, permettendo un'accurata rilevazione di singole cellule e fornendo la prova di monoclonalità al giorno 0. Identificate e verificate le modifiche geniche con saggi di confluenza comparativi.

- Documentazione digitale delle evidenze relative alla presenza di singole cellule e alla confluenza a fini di audit e di presentazione di richieste alle autorità regolatorie
- Imaging non invasivo delle cellule a vari intervalli di tempo per monitorare la formazione delle colonie
- Screening mediante imaging a luce bianca ad alta risoluzione
- Ottenimento di risultati in tempo reale con analisi immediata
- Compatibilità con sistemi di automazione e integrazione

Inizia. Scopri il dispensatore di singole cellule con noi.

Contatti

Phone: 00800.665.32860
Web: www.moleculardevices.com
de.moleculardevices.com
fr.moleculardevices.com
Email: info@moldev.com

Sedi regionali

USA and Canada	+1.800.635.5577	Taiwan/Hong Kong	+886.2.2656.7585
United Kingdom	+44.118.944.8000	Japan	+81.3.6362.9109
Europe*	00800.665.32860	South Korea	+82.2.3471.9531
China	+86.4008203586	India	+91.73.8661.1198

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