

CELL COUNTING KIT-8



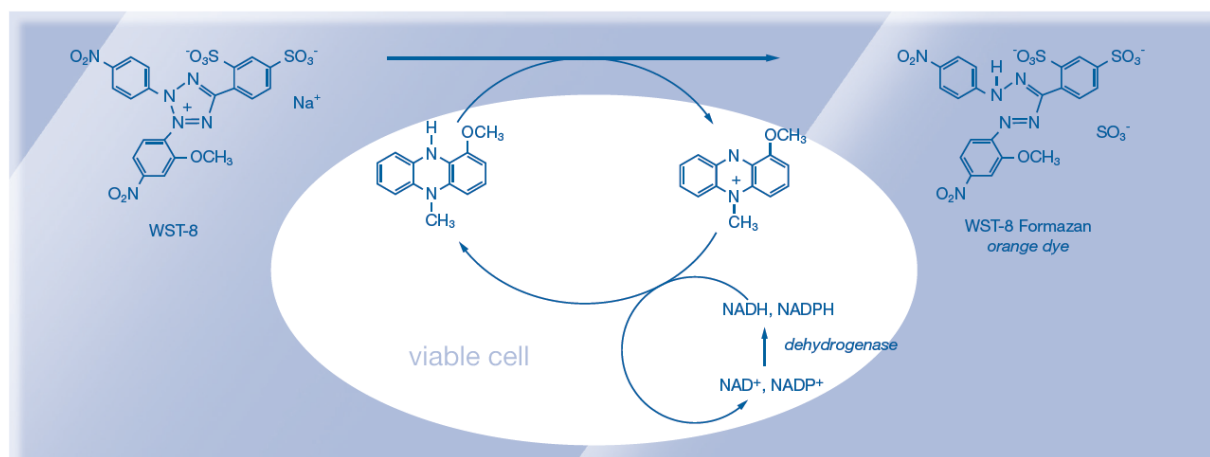
[Code#: CK04-11] 1,000 tests
[Code#: CK04-13] 3,000 tests
[Code#: CK04-20] 10,000 tests

Produktbeschreibung

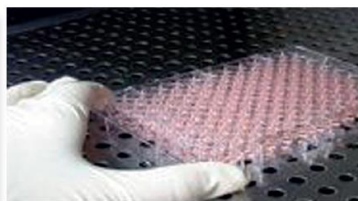
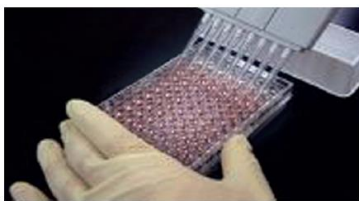
Dojindos Cell Counting Kit-8 (CCK-8) ist ein hochempfindlicher, kolorimetrischer Farbstoff zur Bestimmung der Zellviabilität in Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassays. Dojindos WST-8 ist ein sehr gut wasserlösliches Tetrazoliumsalz. Bei seiner Reduktion durch Dehydrogenaseaktivitäten in Zellen resultiert Formazan, ein orangefarbener Farbstoff. Dieser ist in Gewebekulturmedien löslich. Die Nachweisempfindlichkeit von CCK-8 ist höher als bei anderen Tetrazoliumsalzen wie MTT, XTT oder MTS.

Reaktionsprinzip

Die Menge des WST-8-Formazan-Farbstoffs, der durch die Dehydrogenase-Aktivitäten in Zellen erzeugt wird, ist direkt proportional zur Anzahl der lebenden Zellen.



Verfahren

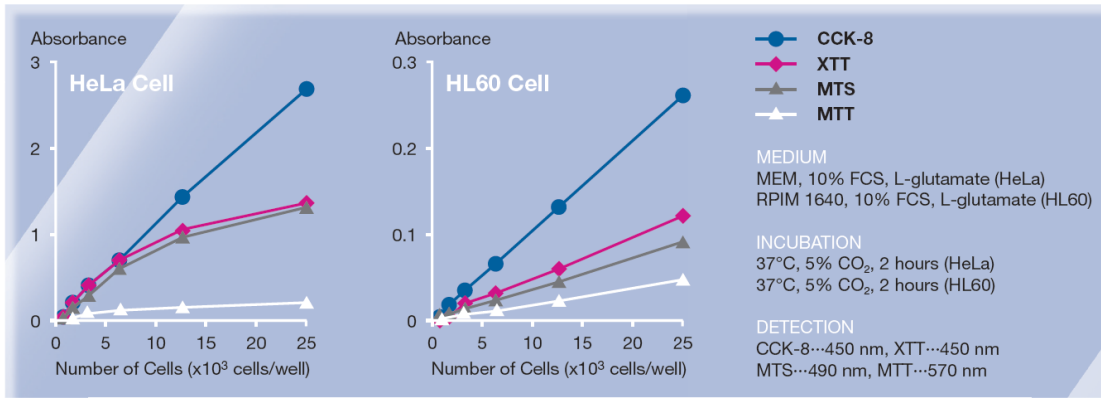


1. CCK-8 Lösung hinzufügen

2. 1 bis 4 Stunden inkubieren

3. Optische Dichte bei 450 nm messen

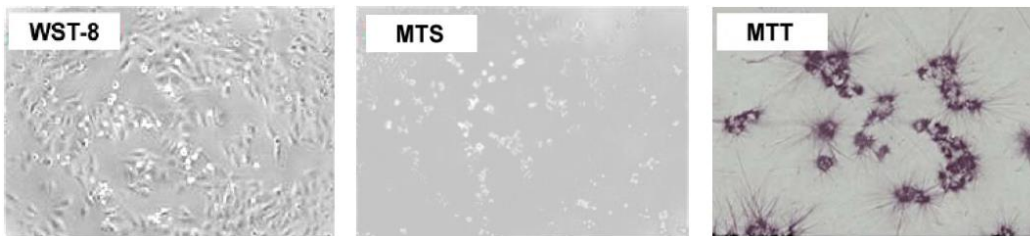
Sensitivität



DOJINDO

Keine Zelltoxizität

Wie in den folgenden Abbildungen zu sehen ist, dauert die Zellteilung unter Verwendung von CCK-8 auch nach 24 Stunden Inkubation weiter an. Andere Testkits für die Zellvitalität hingegen sind toxisch. Die meisten Zellen werden bereits in den ersten 3 Stunden der Inkubation getötet.



Längere Haltbarkeit

CCK-8 ist bei 5 Grad bis zu einem Jahr haltbar. Sogar bei Raumtemperatur hält es sich 6 Monate lang. Darüberhinaus können die Zellproliferationsreagenzien ohne Vorbereitung für das Experiment verwendet werden.

