



Foto: GloMax[®]-Multi Detection System

Scheda Tecnica

GLOMAX
INTEGRATED LUCIFERASE TECHNOLOGIES

GloMax[®]-Multi Detection System

Classificazione:

Strumento multifunzione, espandibile, per la lettura di luminescenza, fluorescenza ed assorbanza in piastra da 96 pozzetti

Modelli disponibili:

E7031- GloMax[®]-Multi Strumento Base

Lo strumento base (E7031) deve essere associato ad uno o più dei seguenti moduli di espansione:

E7041- Modulo per luminescenza

E7051- Modulo per fluorescenza

E7061- Modulo per assorbanza

Accessori

E7071- Singolo iniettore per GloMax[®]-Multi

E7081- Doppio iniettore per GloMax[®]-Multi

E6531- GloMax[®] Luminometer Light Plate

E8916- Connessione esterna per PC

Caratteristiche Tecniche Generali Strumento Base (E7031):

Modalità di rilevazione:	Luminescenza, Fluorescenza, Assorbanza (a seconda dei moduli presenti)
Formato di piastra:	96-pozzetti
Sistema operativo integrato:	Windows [®] CE
Interfaccia:	6.6 in VGA color TFT LCD display con touch screen
Formato dati:	File in formato .cvs compatibili con PC e Macintosh [®]
Interfaccia computer:	via USB (opzionale)
Requisiti PC (opzionale):	Windows [®] XP o superiore
Dimensioni:	53cm X 44cm X 31cm (LxPxA)
Peso:	~16 kg
Alimentazione:	100-240V AC, 50-60 Hz
Temperatura di funzionamento:	15-30 °C
Umidità tollerata:	5-75% senza condensa

Caratteristiche Tecniche Modulo per Luminescenza (E7041):

Sistema di Misurazione:	PMT (Photomultiplier Tube)
Lunghezze d'onda di rilevazione:	350-650nm
Sensibilità:	3 x 10 ⁻²¹ moli di luciferasi
Intervallo di lettura lineare:	> 8 decadi
Cross-talk:	1x10 ⁶ RLU utilizzando piastre da 96 pozzetti
- Piastre bianche:	10 ⁻⁶ (Corning Costar [®] #3789)
	10 ⁻⁴ (Greiner Bio-One Lumitrac [™] 200)
- Piastre nere:	>10 ⁻⁶

Caratteristiche Tecniche Modulo per Fluorescenza (E7051):

Sorgente Luminosa:	LED a lunghezza d'onda specifica
Sistema di rilevazioni:	Fotodiodo PiN
Modalità di lettura:	Lettura dall'alto
Selezione lunghezze d'onda:	Moduli ottici intercambiabili
Lunghezze d'onda disponibili:	<ul style="list-style-type: none">• UV (Ex: 365nm, Em: 410-460nm)• AFC (Ex: 405nm, Em: 500-500nm)• Blu (Ex: 490nm, Em: 515-580nm)• Verde (Ex: 525nm, Em: 580-640nm)• Rosso (Ex: 625nm, Em: 660-720nm)
Sensibilità:	0.5fmol/200µl; 1ppt di fluoresceina in piastre da 96 pozzetti
Intervallo di lettura lineare:	6 decadi

Caratteristiche Tecniche Modulo per Assorbanza (E7061):

Sorgente Luminosa:	LED
Sistema di rilevazioni:	Fotodiodo ad ampia area
Estensione spettrale:	360-800nm
Capacità di filtri:	fino a 6 filtri: 4 installati + 2 posizioni vuote a disposizione
Lunghezze d'onda disponibili:	450nm; 550nm; 600nm; 750nm
Ampiezza misurazione fotometrica:	0-4.0OD
Intervallo di lettura lineare:	0-2.5OD
Accuratezza OD:	<2.0% con 4OD
Precisione OD:	<2.0% da 0 a 4OD

Caratteristiche Tecniche Iniettori (E7071; E7081):

Numero iniettori:	Singolo (E7071) o doppio (E7081) iniettore
Volume di iniezione:	selezionabile da 25 a 200µl, con incrementi di 5µl
Volume morto:	450µl
Serbatoio di scarico:	50ml

Conformità: Lo strumento in oggetto è conforme alle direttive CEE 89/336, CEE72/23 e successivi emendamenti.

Installazione: Lo strumento non richiede particolari requisiti di installazione.