



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 .csv 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:	$3 \times 10^{-21}$ moli di luciferasi
Intervallo di lettura lineare:	> 8 decadi
Cross-talk:	$1 \times 10^6$ 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"><li>• UV (Ex: 365nm, Em: 410-460nm)</li><li>• AFC (Ex: 405nm, Em: 500-500nm)</li><li>• Blu (Ex: 490nm, Em: 515-580nm)</li><li>• Verde (Ex: 525nm, Em: 580-640nm)</li><li>• Rosso (Ex: 625nm, Em: 660-720nm)</li></ul>
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.