

שירותי הזמנה ברשת - סיגמה אולדריץ ישראל (ISRAEL)

- מידע מגוון על זמינות מוצרים בזמן אמת
- מצב הזמנה עדכני
- מחיר שיקלי מעודכן (לא כולל מע"מ)

השימוש באתר SigmaAldrich.com, מאחד נאמנה מעל 200,000 מוצרים הזמינים מתוך המאגר של סיגמה-אולדריץ. שימוש זה מותאם לחיפוש, להזמנה ולמשלוח המוצרים להם אתה זקוק. בנוחות מירבית החל ממאפייני הזמנה נוחים וכלה בערובה לעסקאות מאובטחות מידע, זהו המקור המקיף ביותר עבור מסחר אלקטרוני בזמן אמיתי הקיים בתעשייה.

שימוש במרכז ההזמנות להזמנה יעילה ומהירה

הכנס לאתר SigmaAldrich.com. לאחר רישום מהיר, פרטיך האישיים והמאובטחים ישמרו בחשבונך האישי ויעמדו לרשותך בכל כניסה נוספת. כאשר אתה יוצר את הזמנתך, ע"י שימוש באחת או יותר מהשיטות המופיעות מטה, באפשרותך להתעדכן בזמינות המוצר בזמן אמת, מחיר הזמנה מלא (הכולל משלוח וטיפול) ואישור הזמנה מיידי.

ניתן להנות משימוש בכל אחת מהשיטות הבאות:

הזמנה: הקלד את המספרים הקטלוגים של המוצרים אותם אתה מעוניין לרכוש, בחר את גודל האריזות, ציין את מספר האסמכתא להזמנתך (Purchase Order No.) בדוק את עגלת הקניות ובסיום הקש [Submit order](#). חיפוש המוצרים: השתמש ביכולות החיפוש הקיימות באתר, כדי לחפש את המוצר הנכון. בחר את גודל ומחיר האריזה, הקלק על העגלה על מנת להוסיף את המוצר לעגלת הקניות שלך.

טיפים להזמנה קלה

- בדוק תמחור זמינות המוצר, על מנת לוודא שהמוצר המבוקש נמצא במלאי למשלוח מיידי.
- השתמש בתכונת שמירת הזמנה כדי לשמור הזמנה במצב המתנה, תוכל לממש את הזמנה בשלב מאוחר יותר, להוסיף מוצרים ו/או להסיר בהתאם הצורך.
- ניתן לבדוק מצבה של כל הזמנה ברשת בין אם בוצעה בטלפון, פקס או אינטרנט תוך שימוש בפונקציה [Order Status](#).

מידע מאובטח בהזמנה

אתה יכול להיות בטוח, שהמידע הנמסר לנו על ידך, על מנת לעבד את הזמנתך, הינו חסוי ומאובטח. SigmaAldrich.com רשומה/מוסמכת ב- Verisign™ והמידע הנשלח בין שרתי האינטרנט של סיגמה-אולדריץ והמחשב האישי שלך מוצפן תוך שימוש בפרוטוקול [Secure Sockets Layer \(SSL\)](#). פעולה זו מגנה על המידע בעודו נודד ברחבי האינטרנט, וכאשר המידע מוצג על צג מחשבך הוא מפוענח לשם הצגתו. בנוסף, כל העסקאות אותן אתה יוזם עם סיגמה-אולדריץ הינן חסויות. שמך לא יצטרף לרשימת הנמענים של סיגמה אלא אם תבקש בכך.

בדוק את מצב הזמנתך ברשת

באם ביצעת הזמנתך ברשת, בטלפון או בפקסי המידע הנוגע להזמנתך הינו זמין ב- SigmaAldrich.com. כל המידע בנוגע למצב הזמנתך מוצג ומעודכן בזמן אמיתי. מהרגע שהזמנתך מוספרה במערכת המחשב של סיגמה-אולדריץ ישראל אתה יכול לעקוב אחר מצב ההזמנה, תוך שימוש בפונקציית [Order Status](#).

הכנס עוד היום ל- SigmaAldrich.com

