

Checkliste: Green Your Lab

Ecomapping

- Teams bilden: Energie, Abfall, Verbrauchsmaterialien, Lagerung/Organisation, Einkauf
- Jedes Team macht Bestandsaufnahme für ein Thema und entdeckt Verbesserungspotentiale
- Prioritäten verteilen

Energieverbrauch optimieren

- Emails reduzieren
- Daten auf Server reduzieren und teilen, statt senden
- Geräte mit geringem Energieverbrauch kaufen
- Autoklaven voll ausnutzen
- Eisboxen optimal befüllen
- Zeitschaltuhren an Geräten verwenden
- Abzugshaube aufräumen, ausschalten und verschließen
- Gefrierschrank: auf 70°C stellen und aufräumen, Lagerung verdichten, regelmäßig abtauen

Einkauf/Beschaffung

- Bestellungen kombinieren
- Vor Ort-Lagersystem, wie Helix verwenden
- Produkte/Lieferanten auf Nachhaltigkeit checken:
 - ▶ Unabhängige Labels/Zertifikate/Berichte?
 - ▶ Nachhaltige Produktverpackungen? Weniger Styropor, Plastik.
 - ▶ Versandbedingungen: Temperatur und Verpackung
 - ▶ Soziales Engagement des Unternehmens

Reduzieren, Wiederverwenden, Recyclen

- Experimente/Prozesse auf Abfall optimieren
- Wasserverbrauch reduzieren
- Pipetten/Spitzen reduzieren
- Plastik, Aluminium und Glas wiederverwenden und recyceln

Fragen, Anregungen, Wünsche?

Dann sende eine Email an: developyourself@promega.com